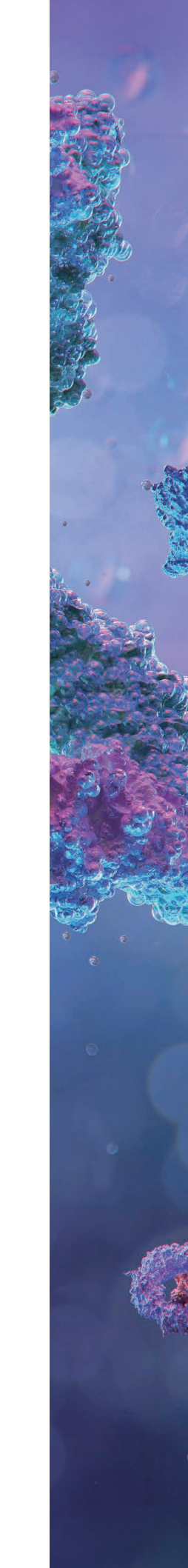




金斯瑞产品

Scripting Possibilities



解决方案

细胞治疗解决方案	/ P 01
基因治疗解决方案	/ P 03
抗体药解决方案	/ P 05
疫苗解决方案	/ P 07

纯化平台

磁珠纯化	/ P 10
亲和层析纯化	/ P 22
内毒素分析和去除	/ P 30

蛋白电泳与印迹

快速蛋白电泳	/ P 34
10分钟蛋白染脱色	/ P 40
10分钟蛋白转膜	/ P 41
1小时全自动蛋白印迹	/ P 46

细胞分选与激活

Enceed™ 细胞激活试剂	/ P 52
CytoSinct™ 细胞分选磁珠	/ P 55
CytoSinct™ 1000 细胞分选仪	/ P 59
CytoSinct™ 分选柱和磁力架	/ P 60
GMP 申报与支持	/ P 61

重组蛋白

肿瘤靶点蛋白	/ P 65
细胞培养产品	/ P 67

抗体

标签抗体	/ P 71
抗独特型抗体	/ P 74
抗 VHH 抗体	/ P 78
抗 scFv 抗体	/ P 81

稳定细胞系

GPCR 细胞系	/ P 86
Fc 受体细胞系	/ P 89
免疫检查点细胞系	/ P 91
ADC 靶点细胞系	/ P 93
报告基因靶点细胞系	/ P 95
细胞系相关试剂盒	/ P 97

ELISA 检测试剂盒

病毒载体质控试剂盒	/ P 99
生物药残留检测试剂盒	/ P 110
工具酶产品 — 全能核酸酶	/ P 122
药物代谢试剂盒	/ P 124
分子多克隆试剂盒	/ P 128

IVD 抗体

常规 IVD 原料	/ P 131
抗原	/ P 136
其它产品	/ P 136

附录

订购指南	/ P 138
售后声明	/ P 138

细胞治疗解决方案

细胞治疗 (Cell Therapy) 是将功能正常或强化的活细胞作为药物输送到患者体内，或是替代体内病变、损伤和退化的细胞，或是清除体内异常和疾病细胞，或是对病理组织的失衡状态进行调节，从而实现组织再生修复或疾病治疗的方法。将细胞治疗进行分类，根据细胞药物来源，可分为自体细胞治疗和异体细胞治疗。

CAR 的发现和开发

抗原制备

- PCR 相关试剂
- GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
- AmMag™ Quatro 全自动多功能磁珠纯化系统
- 蛋白电泳与印迹

动物免疫和筛选

- 靶点蛋白
- 靶点细胞系
- 一抗和二抗
- SA Beads

CAR 细胞制备

细胞采集

- Benz-Neburase™ 全能核酸酶 (GMP/RUO)

细胞分选

- CytoSinct™ 细胞分选磁珠 (GMP/RUO)
- CytoSinct™ 1000 细胞分选仪
- CytoSinct™ 分选柱和磁力架

细胞激活

- Enceed™ T 细胞激活试剂 (GMP/RUO)
- 细胞因子

基因修饰

- 病毒滴度检测试剂盒 (Lentivirus Titer p24 / MuLV Titer p30)
- CRISPR核酸酶 (GMP/RUO)

金斯瑞提供一站式细胞治疗产品解决方案，覆盖细胞治疗开发多个流程。为您提供优质可靠的仪器、试剂，加速您的细胞药物从靶点发现到临床研究和商业化制造的过程。

细胞扩增

- 细胞因子
- 生长因子

QC 检测

CAR 阳性细胞检测

- Anti-scFv 抗体
- Anti-VHH 抗体
- Anti-GS Linker 抗体
- MonoRab anti-FMC63 抗体

功能验证

- 靶点蛋白
- 靶点细胞系
- 报告基因细胞系

残留/安全性检测

- Benz-Neburase™ 核酸酶检测试剂盒
- Toxinsensor™ 内毒素检测试剂盒
- BSA 检测试剂盒

基因治疗解决方案

基因治疗，这一前沿的医学领域，正以其独特的方式重塑我们对疾病治疗的认知。它通过将健康的基因直接引入患者的细胞中，以替代或修复那些导致遗传性疾病、某些癌症和其他严重疾病的缺陷基因。这种方法不仅为患者提供了新的治疗选择，也为传统治疗方法束手无策的疾病带来了希望。

早期研发

质粒合成与制备

- GenBuilder™ 高效无缝克隆试剂盒
- PCR 相关试剂
- 自动化质粒纯化仪
- 质粒纯化试剂盒

病毒滴度检测

- AAV ELISA Kit (AAVX/2/5/6/8/9)
- Lentivirus Titer 检测试剂盒

基因表达验证与优化

- Hot Start Taq 抗体
- 逆转录酶
- CRISPR 核酸酶
- 蛋白电泳与印迹
- 一抗和二抗

CMC-生产

质粒提取与纯化

- GenBuilder™ 高效无缝克隆试剂盒
- 自动化质粒纯化仪
- 质粒纯化试剂盒

病毒纯化

- GMP 全能核酸酶
- 内毒去除试剂

金斯瑞提供涵盖基因治疗研究从早期阶段到临床前研究的全方位解决方案。

CMC-质控

病毒滴度检测

- AAV ELISA Kit (AAVX/2/5/6/8/9)
- p24 检测试剂盒

残留检测

- BSA ELISA Kit, 2G
- VHH Affinity Ligand ELISA kit
- 内毒素检测试剂盒

临床

安全性评估

- Anti-AAV 抗体
- AAV ELISA 试剂盒

抗体药解决方案

抗体药物研发是现代医药科技的前沿领域，旨在通过精准靶向治疗为患者提供更安全有效的解决方案。在这过程中，优质实验材料和可靠检测方案是成功的关键。

早期研发

单克隆抗体

- 抗原制备
 - 自动化质粒纯化
 - PCR 相关试剂
 - GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
 - 蛋白电泳与印迹
- 动物免疫和筛选
 - 靶点蛋白
 - 一抗和二抗
 - His 标签检测试剂盒
 - 靶点细胞系
- 先导分子优化与检测
 - FcR 蛋白
 - FcR 细胞系
- 功能验证
 - GPCR 细胞系
 - 报告基因细胞系
 - 靶点蛋白

多特异性抗体

- 双抗设计与构建
 - 自动化质粒纯化仪
 - PCR 相关试剂
 - GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
 - 自动化蛋白纯化仪
 - 亲和层析介质
 - 蛋白电泳与印迹
- 双抗功能验证
 - 靶点蛋白
 - 一抗和二抗
 - 靶点细胞系
 - 报告基因细胞系
 - Anti-VHH, Anti-scFv, Anti-GS 抗体

抗体偶联药物 (ADC)

- 裸抗、毒素与连接子准备
 - 靶点蛋白
 - 一抗和二抗
 - His 标签检测试剂盒
 - Anti-payload 抗体
- ADC 筛选
 - 靶点蛋白
 - 一抗和二抗
 - 靶点细胞系
- ADC 优化与验证
 - FcR 蛋白
 - FcR 细胞系
 - Anti-payload 抗体

金斯瑞凭借多年的技术积累，开发了丰富的靶点蛋白和细胞系；一站式 WB 检测方案；以及精准的残留检测试剂盒等一系列产品，致力于为抗体药物研发提供全方位支持。

工艺开发

- 稳定细胞系开发
 - p24 ELISA 检测试剂盒
 - 内毒素去除&检测
- 纯化工艺开发
 - 亲和层析介质
 - Protein A 检测试剂盒
 - 蛋白电泳与印迹
- 分析方法开发
 - 内毒素去除&检测
 - 靶点蛋白
 - 一抗和二抗
 - 靶点细胞系
 - 报告基因细胞系

临床相关研究

药代动力学和免疫原性研究

- 抗独特型抗体
- PK/ADA 检测试剂盒
- Anti-VHH, Anti-scFv, Anti-GS 抗体
- Anti-payload 抗体
- Anti-PEG 抗体
- 靶点蛋白
- 一抗和二抗

疫苗解决方案

疫苗开发是现代医学中至关重要的一环，旨在通过预防性措施有效控制和消灭传染病。自疫苗技术问世以来，它在全球范围内拯救了数百万人的生命，显著减少了疾病的传播和严重程度。随着科学技术的不断进步，疫苗的研发和生产也在迅速发展，不仅涵盖了传统的病毒和细菌性疾病，还向新兴的传染病和慢性疾病领域扩展。

早期研发

mRNA 疫苗研发

- PCR 相关试剂
- GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
- 自动化质粒纯化仪

重组蛋白疫苗研发

- PCR 相关试剂
- GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
- 自动化质粒纯化仪
- 自动化蛋白纯化仪
- 亲和层析介质
- 蛋白电泳与印迹
- 内毒素检测&去除
- 切割工具酶 (RUO&GMP)
- 病毒相关抗原抗体

病毒载体疫苗研发

- PCR 相关试剂
- GenBuilder™ DNA 无缝克隆试剂盒
- 自动化质粒纯化仪
- 内毒素检测&去除
- 病毒滴度检测试剂盒
- 病毒相关抗原抗体

金斯瑞全力支持疫苗开发，提供性能可靠且经过严格质量控制的产品，满足您从抗原发现、CMC 到临床试验各阶段的原料需求，加速疫苗研发和生产进程。

CMC-生产

mRNA 疫苗生产

- mRNA 合成酶

重组蛋白疫苗生产

- 亲和层析介质
- 内毒素检测&去除
- 切割工具酶 (GMP)

病毒载体疫苗生产

- 全能核酸酶
- 病毒滴度检测试剂盒

CMC-质控

mRNA 疫苗质控

- dsRNA ELISA 试剂盒和抗体
- BSA ELISA 试剂盒
- 内毒素检测试剂盒
- 支原体检测试剂盒
- 宿主残留蛋白试剂盒
- 宿主残留 DNA 试剂盒

重组蛋白疫苗质控

- 内毒素检测试剂盒
- 蛋白电泳与印迹
- 标签抗体和检测试剂盒/板子
- 宿主残留蛋白试剂盒
- 宿主残留 DNA 试剂盒

病毒载体疫苗质控

- 全能核酸酶检测试剂盒
- 病毒滴度检测试剂盒
- VHH Affinity Ligand ELISA 试剂盒
- BSA ELISA 试剂盒
- 内毒素检测试剂盒
- 宿主残留蛋白试剂盒
- 宿主残留 DNA 试剂盒



01

纯化平台

- 磁珠纯化
- 亲和层析纯化
- 内毒素分析和去除

磁珠纯化平台

AmMag™ Quatro 全自动多功能质粒纯化系统

三步质粒纯化，告别 11+ 步传统繁冗，效率跃升且结果纯净。可从大肠杆菌培养物中全自动、大规模提取高质量转染级质粒，一次纯化多达 24 个样本，细菌湿重最高 1.5 g。轻松满足市场对高质量、规模化质粒提取的需求，为实验大幅减负。

传统手动提取流程

重悬

裂解

中和

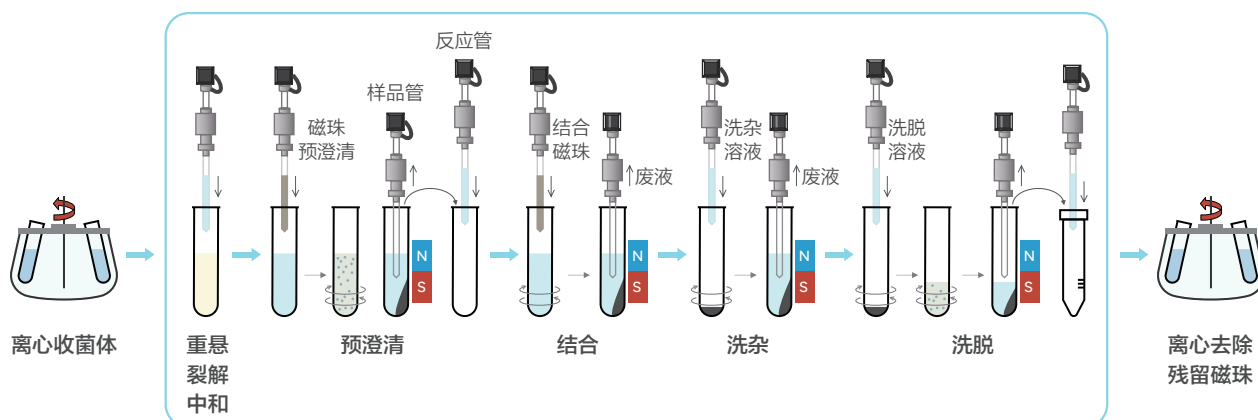
多步离心

结合

多次洗涤

洗脱

提取原理



产品亮点



全自动

菌泥进，质粒出，全流程无人值守，解放 80% 传统手工操作时间



高通量

支持 4 种不同纯化工艺同时进行，仅需 90 分钟



高质量

获得高纯度、内毒素 < 0.1 EU/μg、超螺旋占比 > 90% 的转染级质粒



高效率

可在 2.5 h 内完成 24 个 1.5 g 细菌样品的质粒抽提

应用案例

应用案例 1

使用 Endofree kit L01031-24 纯化质粒，纯化得到的 DNA 内毒素水平低于 0.1 EU/μg

编号	提取方式	浓度 (ng/μL)	OD260/280	OD260/230	内毒素	超螺旋
1	Quatro	985.60	1.89	2.27	< 0.1 EU/μg	90.71%
2	Quatro	1040.03	1.88	2.36	< 0.1 EU/μg	91.39%
3	Quatro	962.13	1.87	2.24	< 0.1 EU/μg	90.73%

AmMag™ Quatro Endofree Plasmid Purification Kit (L01031-24) 可使抽提得到的质粒内毒素水平 < 0.1 EU/μg，同时保证质粒超螺旋结构稳定。

*内毒素水平与样品、环境及测试方法等多种因素有关

应用案例 2

使用 L00882-24 与手动试剂盒对比

编号	提取方式	洗脱体积 (μL)	实际体积 (μL)	浓度 (ng/μL)	得率 (μg)	OD260/280	OD260/230
1	Quatro	700	650	862.3	560.3	1.87	2.18
2	手动	500	500	1065.8	532.9	1.96	2.28

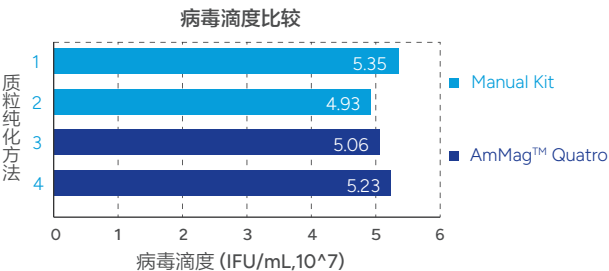
结果显示，AmMag™ Quatro 1400 由于采用更多的洗脱体积，获得的质粒浓度相比于手动提取较低，但是得到的质粒总量大体相当且重要参数指标均在较好的范围内。

应用案例 3

使用 L00882-24 纯化质粒用于包病毒应用

提取的质粒转染包装病毒后，通过金斯瑞 P24 检测试剂盒 (货号：L00938) 测定病毒滴度。

结果显示，经 AmMag™ Quatro 1400 提取的质粒，转染后获得的病毒滴度与对照质粒相当。



产品信息及参数

仪器信息

名称	货号	简介
AmMag™ Quatro System Controller	D00018C	1 台系统控制器可以同时控制 4 台自动化工作模块
AmMag™ Quatro Automation Module	D00019C	1 台自动化工作模块可以同时纯化 6 个样本

仪器参数

分类	 系统控制器	 自动化工作模块	
功能模块	/	样本类型	大肠杆菌湿菌体
		样本管/反应管	50 mL 特制离心管
		样本位/试剂位	24 个 (4×6)
		试剂储存条件	RT
		提取方式	磁珠法
		样本量	质粒提取：固体菌泥质量 0.5-1.5 g
外形尺寸	长/宽/高 382 mm / 416 mm / 249 mm	长/宽/高 460 mm / 721 mm / 797 mm	
安装环境	环境温度：18℃～40℃；相对湿度：≤85%；海拔高度：≤2000 m		
供电电源	电压：～100-240 V；频率：50/60 Hz；额定功率：2000 VA；电压种类：II类		

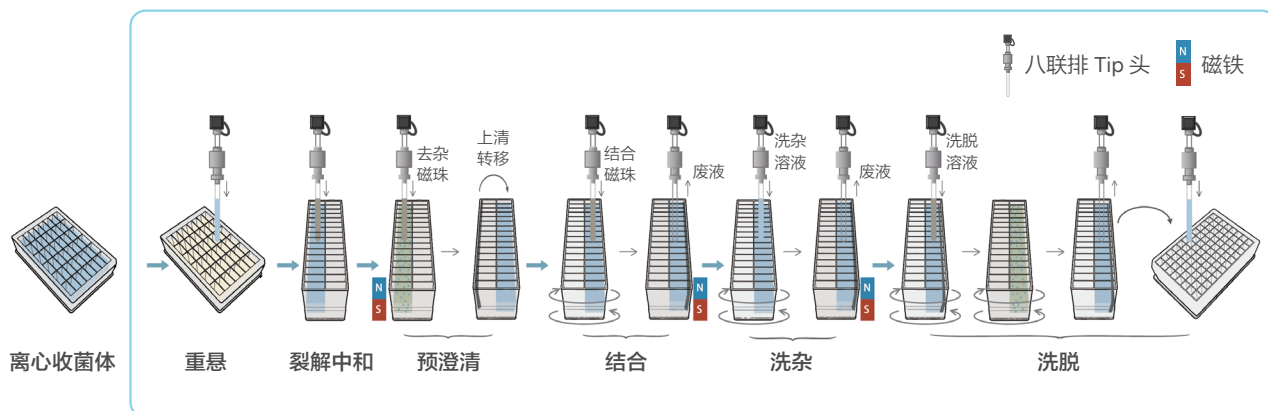
质粒提取试剂

名称	货号	简介
 AmMag™ Quatro Plasmid Purification Kit	L00882-24	洗脱液：水（用于 24 组实验）
AmMag™ Quatro Plasmid Purification (TE) Kit	L00943-24	洗脱液：Tris EDTA-TE 缓冲液（用于 24 组实验）
 AmMag™ Quatro Endofree Plasmid Purification Kit	L01031-24	洗脱液：水（用于 24 组实验）

AmMag™ Quatro 1100 全自动多功能小型磁珠纯化系统

金斯瑞推出了 AmMag™ Quatro 1100 全自动多功能小型磁珠纯化系统，搭载 4 个模块。单模块一次最多纯化 48 个样本，兼容 1-5 mL 样本体积，可根据样本类型自定义程序，结果快速且可重复，均一性好。搭配金斯瑞 AmMag™ Quatro Low-Endotoxin Plasmid Purification Mini Kit，可以实现高通量，低内毒素的质粒小量提取。

提取原理



产品亮点



低内毒



高通量



全自动



高均一

应用案例

► 应用案例 1

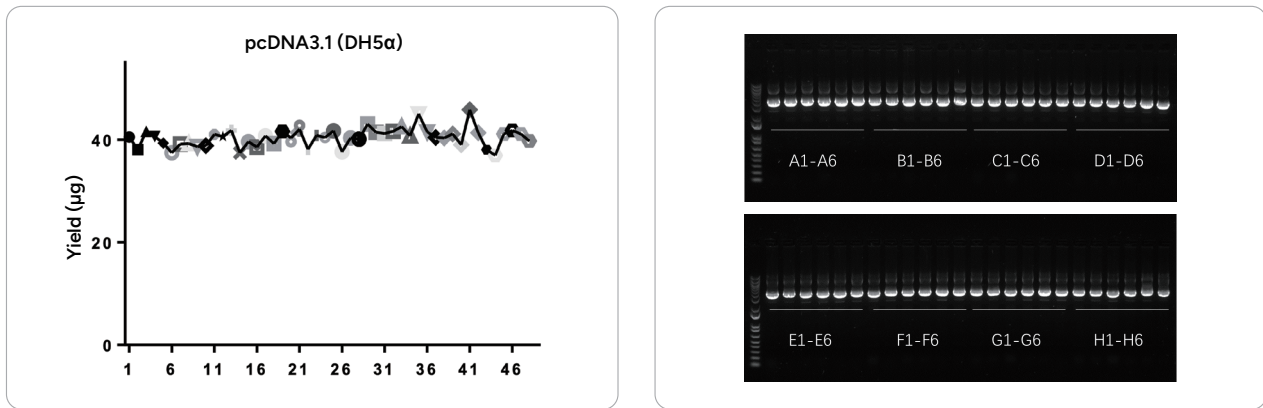
使用低内毒质粒提取试剂盒 L01037-48，质粒质量与柱法试剂盒基本一致

编号	提取方式	浓度 (ng/μL)	得率 (μg)	OD260/280	OD260/230	内毒素 (EU/μg)	超螺旋
1	Quatro 1100	279.7	31.6	1.88	2.30	0.1-0.2	96.2%
2	柱法试剂盒	175.8	20.5	1.88	2.14	>200	95.4%

结果显示：AmMag™ Quatro 1100 提取的质粒浓度、得率、纯度和超螺旋与手工试剂盒基本一致，且内毒素水平更低，可以满足下游转染应用需求。质粒信息：pTT5；菌株：JM108；培养基：TB；培养时间：16 小时；菌液 ODV：17；

应用案例 2

相同菌泥上样量时 (ODV16)，Quatro 1100 在 48 孔板中均一性高



结果显示：AmMag™ Quatro 1100 单模块一次性可以完成 48 个样品，且样品之间的得率、超螺旋的均一性强。

质粒信息：pcDNA3.1；菌株：DH5 α；培养基：TB；培养时间：16 小时；菌液 ODV：16；

产品信息及参数

仪器参数

自动化程度	全自动 — 从菌泥上机到质粒 DNA
样本类型	大肠杆菌 (<i>E. coli</i>)
样品通量	每个 AmMag™ Quatro 1100 模块可纯化多达 48 个样品
质粒样本量	1mL ≤ 菌液体积 ≤ 5mL
样品板	48 深孔板
长×宽×高 (L×W×H)	系统控制器：332 mm × 346 mm × 249 mm 自动化模块：689 mm × 720 mm × 708 mm
安装环境	环境温度：18 °C ~ 32 °C； 相对湿度：≤ 85%；高度：≤ 2000 m；注意：避免接触外部电磁干扰
电源	电压：100-240 V AC 频率：50/60 Hz 自动化模块额定功率：600 W 系统控制器额定功率：100 W

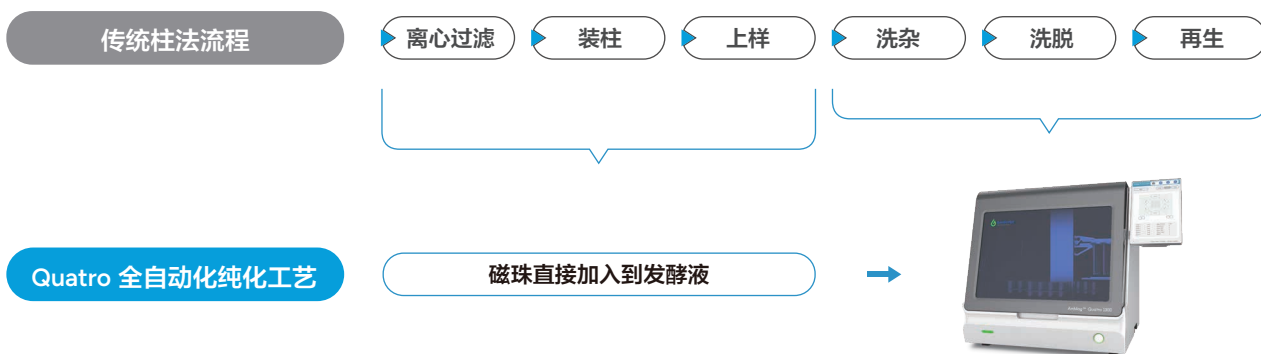
产品列表

产品名称	目录号
AmMag™ Quatro	D00055C
AmMag™ Quatro 1100 Automation Module	D00043C
AmMag™ Quatro Low-Endotoxin Plasmid Purification Mini Kit	L01037-48
AmMag™ Quatro Plasmid Mini Consumables, 96 Preps	D00056
AmMag™ Quatro Reaction Plates	D00050
AmMag™ 48-Deep Well Plates	D00051
AmMag™ 4-Column Reagent Reservoir	D00052
AmMag™ 1000 µL Tips	D00053
AmMag™ Quatro 96-Well V-Bottom Deep Well Plates	D00077
AmMag™ Quatro-Endotoxin-free Plasmidplus Purification Mini Kit	L01106
AmMag™ Quatro Plasmidplus Mini Consumables, 96*3 Preps	D00082
AmMag™ 1000 µL Boxed Tips	D00097

设备选型指南

设备型号	AmMag™ Quatro 1100	AmMag™ Quatro 1400
样本量	1-5 mL 菌液	固体菌泥质量 0.5-1.5 g (50-200 mL 菌液)
样本管 / 反应管	48 孔板	50 mL 特制离心管
通量	192 个 (48×4 模块)	24 个 (6×4 模块)
运行时间/轮	90 分钟	2.5 小时
试剂储存条件	RT	
提取方式	磁珠法	

AmMag™ Quatro 全自动抗体/蛋白纯化系统



磁珠纯化

产品亮点



全自动

无需人工干预，实现从发酵液到样本全自动提取



快速高效

在 30 分钟内完成 12 个样本同时纯化，节省时间人力



高均一

不同样品管中提取的产物具有均一的得率和纯度

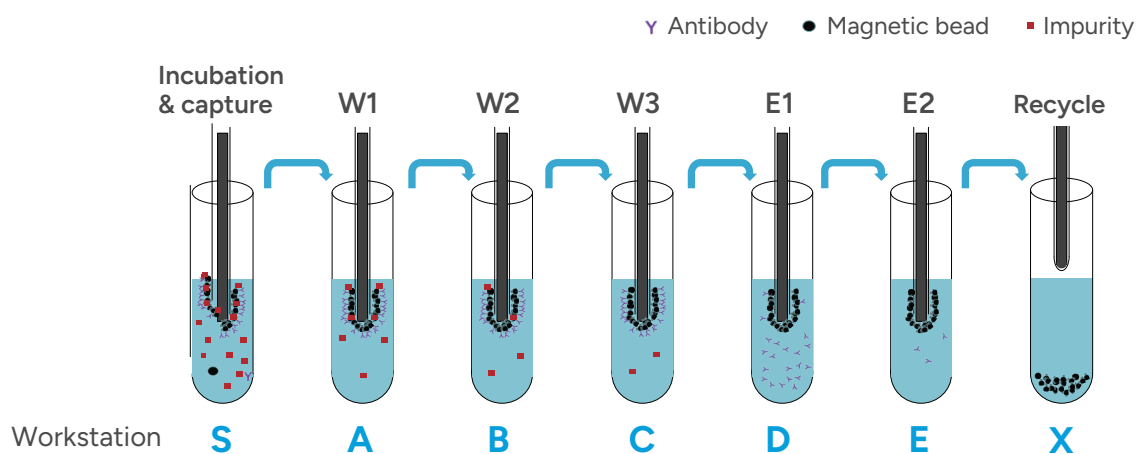


适配性强

适用不同体积样本的纯化，灵活满足各种纯化需求

提取原理

基于磁珠法纯化原理，流程涵盖孵育、洗杂、洗脱等环节，全自动完成，无需人工干预，高效获取高纯度目标产物。



磁珠纯化分离设备



AmMag™ Quatro 1300
全自动蛋白/抗体磁珠纯化系统



AmMag™ MR
目录号: L00723
适配 15 mL / 20 mL 离心管



AmMag™ MR-mini
目录号: L00722
适配 1.5 mL / 2 mL EP管

磁珠纯化产品

应用范围:

1. 细胞培养的上清、血清、腹水等抗体纯化
2. Fc 融合蛋白纯化
3. VHH 纳米抗体纯化

产品名称	载量 (纯磁珠体积)	目录号
AmMag™ Elite Protein A magnetic beads ^{NEW}	> 40 mg/mL	L01071
AmMag™ Elite Protein A magnetic beads, 2G ^{NEW}	> 40 mg/mL	L01074
AmMag™ Protein A Magnetic Beads ^{HOT}	> 40 mg/mL	L00695
AmMag™ Ultra AT protein A magbeads ^{NEW}	> 40 mg/mL	L00945
Protein A MagBeads	> 10 mg/mL	L00273
Protein A/G MagBeads	> 10 mg/mL	L00277
Protein A/G MagBeads MX	> 30 mg/mL	L00894
Protein G MagBeads	> 10 mg/mL	L00274
Protein G MagBeads MX	> 25 mg/mL	L00673
MonoRab™ Anti-VHH Affinity Magnetic Beads ^{NEW}	> 2 mg/mL	L01034

应用范围:

标签蛋白纯化
(His/GST/Flag/游离生物素标记)

产品名称	载量 (纯磁珠体积)	规格	目录号
AmMag™ Ni Magnetic beads ^{HOT}	> 10 mg/mL	4 mL	L00776
Ni-charged MagBeads	> 40 mg/mL	8 mL	L00295
Glutathione MagBeads	> 20 mg/mL	8 mL	L00895
Streptavidin MagBeads	60 nmol/mL	2 mL	L00936
MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	> 1.5 mg/mL	10 mL	L00835

备注: 磁珠及磁珠纯化设备最新内容详见 AmMag™ 抗体筛选技术手册

AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (高耐碱)

AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (Cat. No. L00945) 是一款高耐碱磁珠。可耐受 1M NaOH，有助于控制内毒素。其动态结合能力高且配体脱落量低，可重复使用上百次。满足工业级别抗体的筛选与纯化需求。

产品特性

配基	耐碱重组蛋白A
磁珠粒径	45-100 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 40 mg Human IgG/mL
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

备注：

1. 磁珠实际载量与抗体性质有关，此处仅做参考；
2. L00945-4 中，纯磁珠体积为 1 mL，磁珠加保护液总体积为 4 mL。

产品亮点



高耐碱性

耐受 1M NaOH 再生清洗



高重复使用次数

重复使用 100 次后载量无明显下降

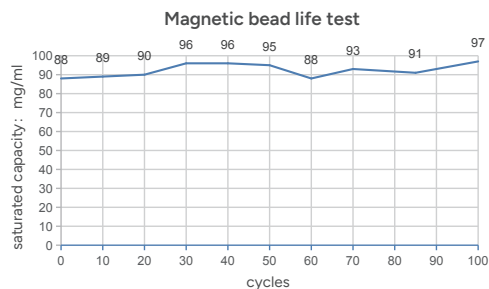


高回收率

磁珠回收率高于 65%，优于竞品

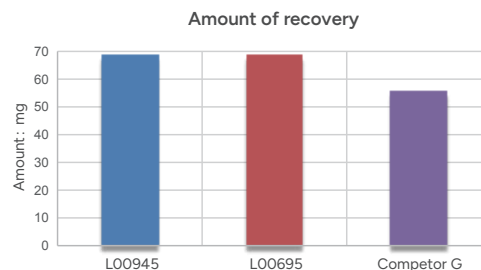
应用案例

▶ 载量与重复使用次数



L00945 磁珠使用 100 次后饱和载量基本不变，磁珠稳定。

▶ 高回收率



同等条件下，L00945 和 L00695 两款磁珠回收率均优于竞品磁珠。

AmMag™ Protein A Magnetic Beads (耐碱)

AmMag™ Protein A Magnetic Beads (Cat. No. L00695) 超顺磁性磁珠在磁场中能够迅速聚集，离开磁场后，又能均匀分散。偶联的 protein A 是经过改造后的重组蛋白，有效降低了非特异性吸附。可耐受 0.1-0.5 M NaOH，是市面上的一款耐碱 protein A 磁珠。可重复使用 40 次以上，并且有助于内毒素控制。

产品特性

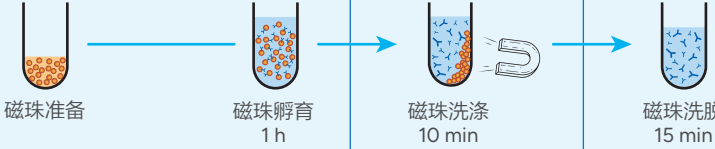
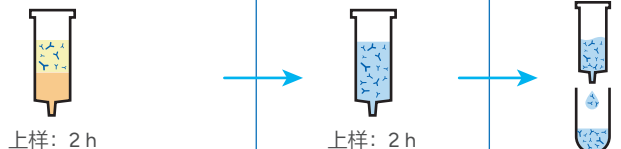
配基	耐碱重组蛋白A
平均磁珠粒径	50 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 40 mg Human IgG/mL
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

备注：
 1、磁珠实际载量与抗体性质有关，此处仅做参考。
 2、L00695-4 中，纯磁珠体积为 1 mL，磁珠加保护液总体积为 4 mL。

应用案例

► 磁珠法纯化优势 (6 × 50 mL human IgG samples)

- 磁珠：500 μL AmMag™ Protein A Magnetic Beads (Cat. No. L00695 Combined with Magnetic Rack)
- 预装柱：1 mL Monofinity A Resin (Cat. No. L00433 Combined with AKTA)

样品无需前期处理	节省上样时间	操作简单，易实现高通量和大规模	洗脱条件温和	节省 70% 纯化时间
无需处理				总时长: < 2 h
离心过滤 0.5 h				总时长: > 4 h

磁珠纯化可节省 70% 纯化时间

Ni-charged MagBeads

Ni-charged MagBeads (Cat. No. L00295) 是以磁性琼脂糖为基质，偶联 NTA，螯合镍离子。用于 His 标签蛋白的分离纯化。

产品特性

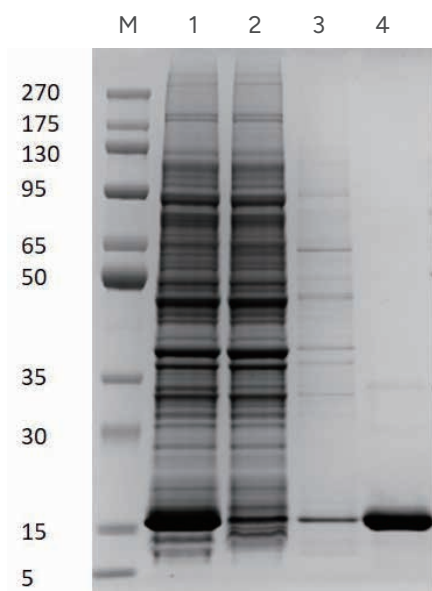
配基	NTA
磁珠平均粒径	40 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	40 mg/mL
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8 $^{\circ}\text{C}$

备注：

1、磁珠实际载量与蛋白性质有关，此处仅做参考。

2、L00295 中，纯磁珠体积为 2 mL，磁珠加保护液总体积为 8 mL。

应用案例



结果显示：用 Ni-charged MagBeads (L00295) 纯化大肠杆菌裂解液（不含 EDTA 及还原剂），经一步纯化，即可获得高纯度蛋白，无需离心处理。

M: maker 1: 原液 2: 流穿 3: 洗杂 4: 洗脱

AmMag™ Ni Magnetic beads

经过优化，AmMag™ Ni Magnetic beads (Cat. No. L00776) 可在天然和变性条件下快速有效的结合带有 His 标签的融合蛋白。可以耐受更高的还原剂、螯合剂（高达：100 mM EDTA and 20 mM DTT），无需进行样品前处理。可以耐受 1 M 氢氧化钠清洗，纯化不含螯合剂的样品，可以重复使用 100 次。

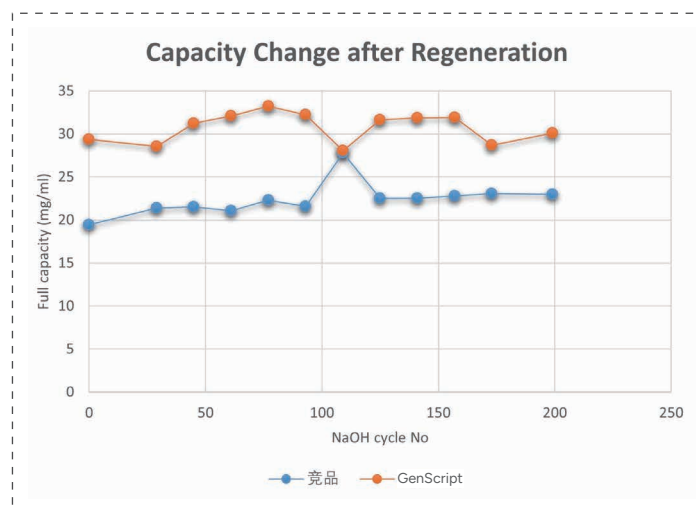
产品特性

磁珠平均粒径	70 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 10 mg/mL
保护液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

耐受性

Product	Detergents	Reducing agents	Salts	Others
6 M Gu-HCl	2% Triton X-100	20 mM β-ME	4 M MgCl ₂	50% glycerol
8 M Urea	2% Tween 20	20 mM DTT	5 mM CaCl ₂	20% ethanol
0.1 M HCL	1% CHAPS	100 mM EDTA	2 M NaCl	
1 M NaOH		0.5 M Imidazole		

耐碱性



L00776 经受 200 个循环的 1 M NaOH 30 min 在位清洗后，磁珠饱和载量无明显下降且仍优于竞品

亲和层析纯化

亲和层析介质



高效率



高回收率

亲和层析是基于生物分子和配基分子之间特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种层析方法。亲和层析介质通过介质上的配基捕获目的蛋白或抗体，再通过解离来实现纯化目的蛋白或抗体的目的。

传统手动提取流程

产品名称	载量 (IgG/mL)	耐压	耐碱	AKTA配套	其它特点及应用	目录号
Monofinity A Resin	> 30 mg/mL	√	√	√	重复使用 200 次	L00433*
Protein A Resin FF	> 40 mg/mL	√	×	√		L00464*
Protein A Resin	> 20 mg/mL	×	×	×	可用于重力柱纯化	L00210
Protein G Resin FF	> 20 mg/mL	√	×	√		L00664*
Protein G Resin	> 20 mg/mL	×	×	×	可用于重力柱纯化	L00209
Protein L Resin	> 15 mg/mL	×	×	×	可用于重力柱纯化；用于纯化抗体、scFv、Fab	L00239
Anti-GS Linker Affinity Resin FF	≥ 4 mg/mL	√	×	√	可用于包含 (GnS) _m linker (n≥2, m≥2) 的蛋白和抗体纯化	L01036*
MonoRab™ Anti-Camelid VHH Affinity Resin	2-4 mg/mL	×	×	×	可用于细胞裂解物中的 VHH 单域抗体纯化	L00905
MonoRab™ Anti-Humanized VHH Affinity Resin FF	> 2 mg/mL	√	×	√	可用于人源化 VHH 单域抗体纯化	L00951*

注：1、含* 产品，可提供 1 mL / 5 mL 预装柱，配套 AKTA 设备使用。

2、实际载量与蛋白性质有关，此处仅做参考。

抗体纯化介质重点推介：耐碱 protein A 纯化介质

耐碱 protein A 亲和层析介质 (Monofinity, Cat. No. L00433) 是金斯瑞为满足国内市场需求而推出的一类拥有自主专利的耐碱 protein A 亲和纯化介质，适用于工业级别大规模单克隆抗体以及 FC 融合蛋白的纯化。该介质由经基因工程改造过的 protein A 配基交联到新型刚性琼脂糖凝胶基质而成，具有载量高，重复使用次数多，配体脱落率低等特点。

产品特性

配基	耐碱性重组蛋白A
平均粒径	90 μm
骨架基质	琼脂糖凝胶
动态载量	> 30 mg human IgG /mL
推荐流速	50-300 cm/h; < 0.3 Mpa
配基脱落率	< 15 ng ligand/mg IgG
工作pH 值范围	3-12
在位清洗稳定性	0.1-0.5 M NaOH
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8 $^{\circ}\text{C}$

产品亮点



高耐碱性

耐受 0.1 M NaOH 再生清洗



高重复使用次数

重复使用 200 次后载量无明显下降

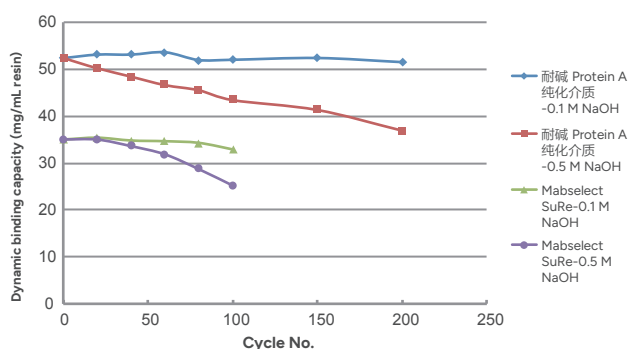


低配基脱落值

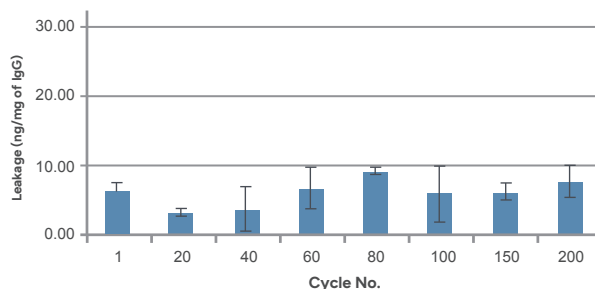
Protein A 脱落值低，提高药品安全性

应用案例

► 载量及耐碱性



► 低配基脱落率



Protein A 配基残留检测 ELISA 试剂盒

亲和层析是基于生物分子和配基分子之间特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种层析方法。亲和层析介质通过介质上的配基捕获目的蛋白或抗体，再通过解离来实现纯化目的蛋白或抗体的目的。

产品名称	规格	目录号
Protein A ELISA Kit	1 kit	L00430
Protein A ELISA Kit, 2G	1 kit (96 Tests)	L01043

标签蛋白纯化介质

常用的高效标签一览

	His	DYKDDDDK	GST
标签大小	6aa	8aa	~26 kD
填料载量	> 40 mg/mL	> 1 mg/mL	> 34-45 mg/mL
纯度	低	高	中
免疫原性	低	低	中
纯化成本	低	高	中

标签蛋白纯化介质选择指南

应用范围	产品名称	载量	特点	目录号
Flag	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1.5 mg/mL	纯化应用：高载量、高纯度	L00432
	Anti-DYKDDDDK Affinity Resin Easy	~1.0 mg/mL	IP 应用:低非特异性吸附、高灵敏度 纯化应用：高洗脱纯度，特别是在 Yeast 表达体系中优势明显	L00907
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin	~1.5 mg/mL	极端条件下的纯化应用：耐高盐、耐酸	L00766
His	High Affinity Ni-Charged Resin FF	≥ 50 mg/mL	配基 NTA，高载量，耐压，耐受部分还原剂，可重复使用	L00666
	High Affinity Ni-NTA Resin	> 20 mg/mL	配基 NTA，耐受部分还原剂	L00250
	High Affinity Ni-TED Resin FF	> 10 mg/mL	配基 TED，耐受高浓度 EDTA 和 DTT 等化学试剂，耐 1 M NaOH	L00885 ^{NEW}
	Anti-His Affinity Resin	> 0.6 mg/mL	结合能力高，特异性好	L00439
	Ni Resin FF	> 40 mg/mL	配基 IDA，高载量，耐压	L00465
	Ni-IDA resin	> 20 mg/mL	配基 IDA	L00223I
GST	Glutathione Resin	35-45 mg/mL	-	L00206
	GST Fusion Protein Purification Kit	-	GST 融合蛋白纯化试剂盒，含 10 mL GST 纯化介质，5 根重力柱以及 5 × 0.154 g 还原性谷胱甘肽	L00207

标签蛋白纯化介质重点推介：适合纯化应用的明星产品 — L00432

Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin (L00432) 是一款标签蛋白亲和纯化树脂，是将特异性好，结合力强的小鼠抗 DYKDDDDK 标签的单克隆抗体共价偶联到琼脂糖凝胶上，用于分离纯化含有 DYKDDDDK 标签的蛋白。

产品特性

配基	鼠单抗
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	~1.5 mg/mL
保护液	50% settled resin in TBS with 0.02% sodium azide
保存温度	2-8 $^{\circ}\text{C}$
重复使用次数	4~10 次

标签蛋白纯化介质重点推介：兼顾IP应用与纯化应用的产品 — L00907

金斯瑞最新推出 Anti - DYKDDDDK Affinity Resin Easy (L00907) 具有高载量、高特异性、高灵敏度、性质稳定、可重复使用等特点，可用于细菌、酵母、哺乳动物细胞等常用蛋白表达系统表达的 DYKDDDDK 标签融合蛋白的亲和纯化及免疫沉淀。

产品特性

用途	亲和纯化和免疫沉淀
骨架基质	4%高度交联琼脂糖
平均粒径	45-165 μm
配基	抗DYKDDDDK 标签单克隆抗体
载量	~1 mg DYKDDDDK 标签蛋白 (~55 kDa) / 1 mL 沉淀填料
保护液	50%含有 0.02% 叠氮化钠的 PBS，50% 沉淀填料
洗脱方式	可用碱洗、多肽竞争洗脱
储存条件	2~8 $^{\circ}\text{C}$ 保存，避免 0 $^{\circ}\text{C}$ 及 0 $^{\circ}\text{C}$ 以下冻存填料
重复使用次数	4-10 次

产品亮点



高灵敏度



低非特异性吸附



高载量



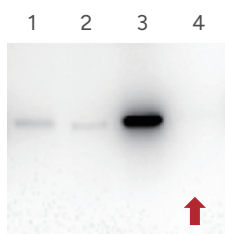
高纯度

应用案例

► 免疫沉淀 (IP) 实验

低非特异性吸附

HA 标签融合蛋白非特异吸附

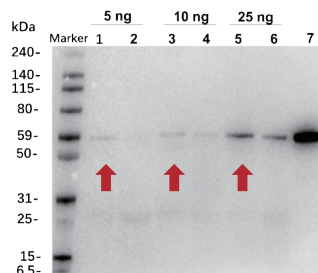


泳道: 1: 竞品-S 2: 竞品-T 3: 竞品-ST 4: L00907

HA 标签融合蛋白非特异性吸附的 IP-WB 图谱

结论: L00907 填料对 HA 标签融合蛋白无非特异性吸附，性能优于竞品。

高灵敏度



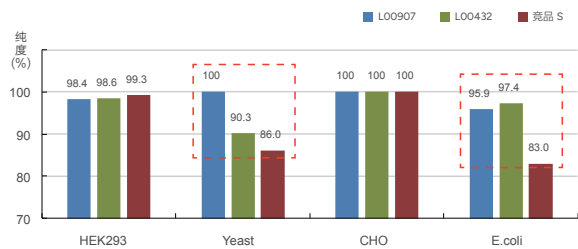
泳道: 1/3/5/: L00907 2/4/6/: 竞品S 7: DYKDDDDK 标签融合蛋白

不同量的 DYKDDDDK 标签蛋白被捕获的 IP-WB 图谱

结论: L00907 填料在目标蛋白量极少的实验条件下，仍能有效捕获目标蛋白，灵敏度高于竞品。

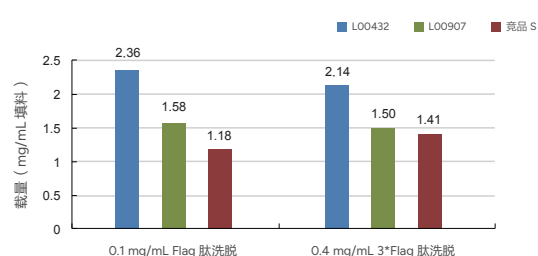
► 纯化实验

高纯度



结论: 金斯瑞纯化介质在不同表达体系下纯化得到的目的蛋白纯度优于竞品，尤其是在 Yeast 表达体系中最为突出。

高载量



结论: 金斯瑞纯化介质具有较高的结合载量。

标签蛋白纯化介质重点推介：适合蛋白纯化应用的重磅新品 — L01091

StrepCaptureXP Resin FF，是新一代高性能亲和层析介质。可特异性识别 WSHPQFEK 标签序列，凭借其卓越的高动态结合能力和温和可逆的洗脱条件，从复杂生物样本中精准捕获目标蛋白，同时确保蛋白结构和功能的完整性。

产品特性

基质	4% 高交联琼脂糖
颗粒大小	45-165 μm
最大耐受压力	0.3 MPa
亲和配体	StrepCaptureXP
结合载量	10-30 mg 蛋白/mL 沉降树脂
洗脱方法	使用 50 mM 生物素进行竞争性洗脱
可重复使用次数	按照推荐方法进行再生和储存，可重复使用 ≥ 100 次纯化循环
试剂兼容性	与常用裂解试剂兼容
储存与稳定性	本品自生产之日起，若在 2-8°C 下储存，可稳定保存 1 年

产品亮点



超高结合载量

10-30 mg/mL Resin



高耐碱性

100 mM NaOH 清洗



超多耐用次数

> 100 次再生

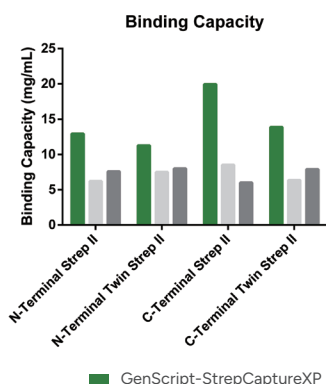


温和洗脱方式

保证蛋白活性

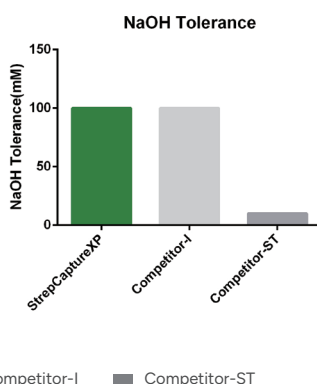
验证数据

► 超高结合载量



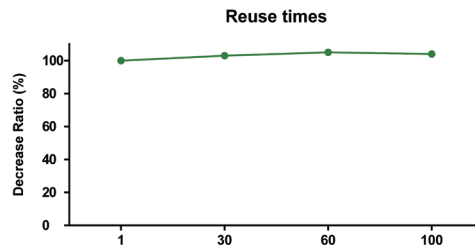
对不同蛋白样本均具有优异的结合载量！

► 支持高浓度碱再生



耐受 100 mM NaOH 极大降低污染残留风险！

► 超多耐用次数



可以再生使用 100 次以上，载量无下降！

标签蛋白纯化介质重点推介：High Affinity Ni-Charged Resin FF

High Affinity Ni-Charged Resin FF (Cat No. L00666) 是把配基 NTA 共价偶联到琼脂糖介质上，然后螯合镍离子制备而成。NTA 能够通过四个位点牢固的螯合镍离子从而减少纯化过程中镍离子的泄露。可在非变性和变性条件下，纯化各表达系统（原核、酵母、昆虫及哺乳动物细胞等表达系统）表达的 His 标签蛋白。

产品特性

配基	NTA
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	$\geq 50 \text{ mg/mL}$
推荐流速	50-300 cm/h; $< 0.3 \text{ Mpa}$
耐受还原剂	$\leq 1 \text{ mM DTT}$
pH 工作范围	3-12
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8 $^{\circ}\text{C}$
重复次数	> 20 次

产品亮点

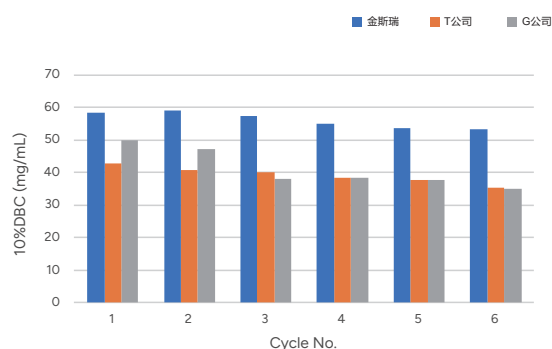


优异的结合载量



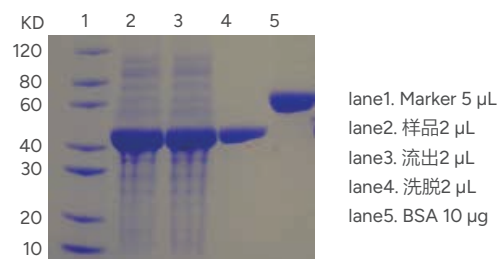
样本具有高纯度

动态载量与使用次数



结论：金斯瑞 L00666 介质在使用 6 个循环内，载量明显优于竞品。

高洗脱样本纯度



结论：使用 MBP-6His 大肠杆菌裂解液上样，样品洗脱纯度 $> 90\%$ 。

常用蛋白工具酶产品

- ▶ 常用肠激酶 (EK)、3C 酶、TEV 酶、SUMO 酶等
- ▶ 含 HIS/GST 标签，易去除
- ▶ 应用方便，性价比高

工具酶类型	货号	产品名称	酶切位点
Enterokinase (EK)	Z03376	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	DDDDK
	Z03004	Enterokinase, His, Bovine	
	Z03747	Enterokinase Animal-Free, His, Bovine	
TEV	Z03030	TEV Protease, His	ENLYFQ (G/S)
	Z03749	TEV Protease Animal-Free, His	
PreScission/3C	Z02799	PreScission Protease	LEVLFQ/GP
	Z03092	HRV-3C Protease, His Tag	
	Z03748	3C protease Animal-Free, His	
SUMO	Z03691	SUMO Protease Animal-Free, His	识别 SUMO 的三维结构

标签 ELISA 检测试剂盒

His 标签 ELISA 检测试剂盒&检测抗体板

产品名称	规格	目录号
His Tag ELISA Detection Kit	1 kit (96 Tests)	L00436
His Tag ELISA Detection Kit (384-Well Plate)	1 kit (384 Tests)	L01010
His Tag Antibody Plate (black, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00440B
His Tag Antibody Plate (white, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00440W
His Tag Antibody Plate (clear, 8×12 strips)	5 plates	L00440C

FLAG (DYKDDDDK) 标签 ELISA 检测抗体板

产品名称	规格	目录号
DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Black, 96-well)	5 plates	L00455B
DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Clear, 8×12 strip)	5 plates	L00455C
DYKDDDDK Tag Antibody Plate (White, 96-well)	5 plates	L00455W

GST 标签 ELISA 检测试剂盒

产品名称	规格	目录号
GST tag ELISA Detection Kit	1 kit	L00411

内毒素相关检测试剂盒

产品亮点



高重复性
方便快捷



高灵敏度
特异性强



试剂随时可用



符合全球各地区药典
的检测方法

轻松一扫，内毒素问答全知晓！



中文版



英文版

内毒素检测试剂盒选购指南

	ToxinSensor 鲎试剂检测法试剂盒	ToxinSensor 凝胶检测法试剂盒	ToxinSensor 一次性检测试剂盒
基本介绍	该试剂盒利用显色鲎试验定量检测范围广泛的内毒素	该试剂盒利用胶凝作用原理，是一个方便的内毒素试验定性检测试剂盒	该试剂盒用于一次性检测内毒素含量，有不同的灵敏度可供选择
应用范围	准确的检测内毒素含量	定性检测内毒素	一次性定性检测
灵敏度	0.01-0.1 EU/mL, 0.1-1.0 EU/mL	0.25 EU/mL	0.03 EU/mL, 0.06 EU/mL, 0.125 EU/mL, 0.25 EU/mL
鲎试剂水	包含	包含	不包含
分光光度计	需要	不需要	不需要
试剂盒分组	即用试剂 以及无热源的移液枪头和试管	即用试剂 以及无热源的移液枪头和试管	即用试剂 不含无热源的耗材
包装	L00350C 16 次 L00350 32 次	L00351 40 次	L00856-L00859 20 /40 次

ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒

一种快速高敏感的终点显色 LAL 检测

产品亮点



线性相关度高，
重复性强



灵敏度高，
抗干扰能力强



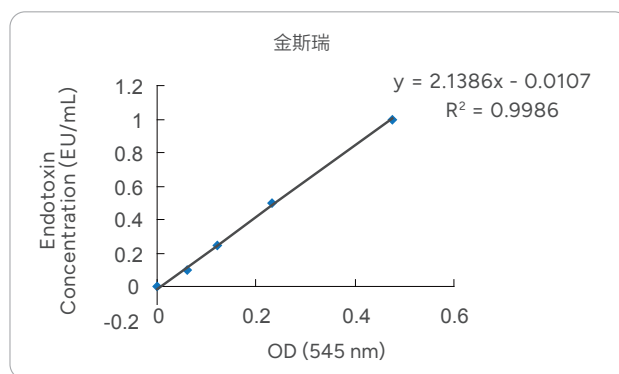
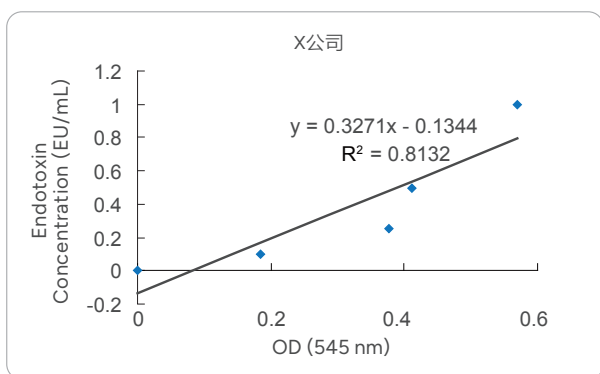
试剂随时可用，
并附有不含内毒素的
枪头、试管

ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒的作用原理是利用内毒素催化 LAL 中酶原的活化，从而分解显色基质，生成可在 545 nm 波长处检测到的有色产物。通过绘制的标准曲线可准确地计算出样品中的内毒素含量。

产品应用实例

► 高重复性和高线性相关

我们分别用X公司和金斯瑞公司终点显色法内毒素检测试剂盒对浓度范围为 0.1-1 EU/mL 的内毒素标准品进行检测，结果如下：

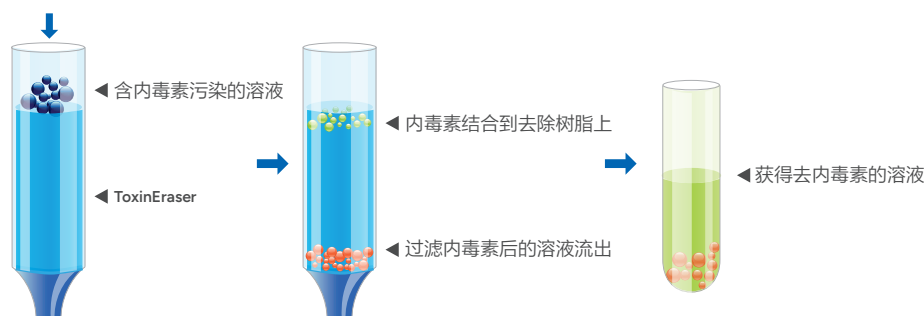


ToxinEraser™ 内毒素去除试剂盒

去除效率高达 99%

ToxinEraser™ 内毒素去除试剂盒，是全球去内毒素效果最佳的产品之一，去除效率达 99%，将内毒素含量轻松降至 0.1 EU/mL 以下。试剂盒包含实验中需要的所有试剂和耗材，您仅需一把移液器即可完成整个实验！

ToxinEraser™ 是一类高效去内毒素的树脂，它是以修饰过的多粘菌素 B (PMB) 为配体，进行特异性的去除内毒素。经 ToxinEraser™ 去内毒素树脂纯化后，样品最终的内毒素水平可低于 0.1 EU/mL。



产品亮点

- ▶ 高稳定性，高去除效率
- ▶ 高结合力：> 2,000,000 EU/mL (CV)
- ▶ 无需恒流泵即可调节流速
- ▶ 重复使用 5 次不会改变柱子效果
- ▶ 使用方便，试剂盒中提供无热源缓冲液，无热源收集管，无热源枪头等

产品组分

组分名称	3-5 次反应
ToxinEraser™ Endotoxin Removal Resin	1.5 mL 预装柱
再生缓冲液 (M01053)	125 mL
平衡缓冲液 (M01054)	125 mL
流速控制器	1 个
无热源接收管	1 包 (3 个/包)
无热源枪头 (1 mL)	2 包 (6 个/包)

产品订购信息

产品名称	规格	产品编号
内毒素去除树脂	1 mL (2 mL of 50% slurry)	L00402
内毒素去除试剂盒	1 kit	L00338
再生缓冲液	125 mL	M01053
平衡缓冲液	125 mL	M01054

02

蛋白电泳与印迹

- 快速蛋白电泳
- 10分钟蛋白染脱色
- 10分钟蛋白转膜
- 1小时全自动蛋白印迹

SurePAGE™ 快速电泳蛋白预制胶

蛋白预制胶安全、高效便捷，即开即用。金斯瑞 SurePAGE™ 蛋白预制胶历经十几年技术改良而成的独特的配方，保证了蛋白电泳最快在 20 分钟内完成。而且整个电泳过程中维持中性 pH 值，从而避免了传统 Tris-甘氨酸电泳中的“笑脸弯带”及“糊带”的现象。



上样量大

最高上样量为 80 μ L



分辨率高

电泳条带更加清晰锐利



储存时间长

2-8 $^{\circ}$ C 保存 18 个月



胶韧性强

电泳或染色操作时不易碎



快速电泳

最快 20+ min 完成电泳

快速蛋白电泳

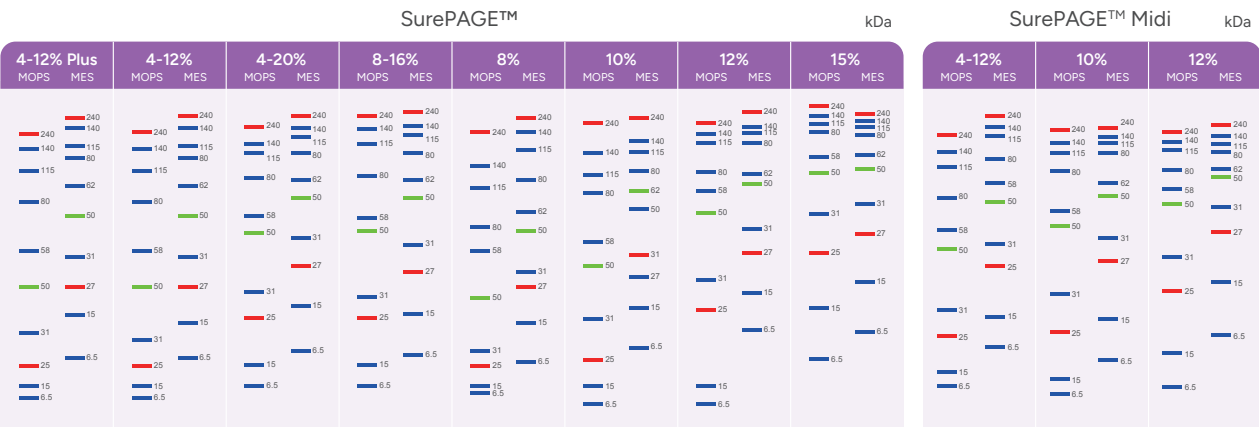
SurePAGE™ 蛋白预制胶

金斯瑞 SurePAGE™ 聚丙烯酰胺蛋白预制胶是 SDS-PAGE 电泳与 Western Blot 实验的理想选择。专有的灌胶技术确保凝胶的均匀性和稳定性，使得蛋白条带在胶上分布更加平直，独特的胶板设计和优化的配方提供了更好的条带分辨率。

多种产品组合，满足不同研究需求

	SurePAGE™ Midi 蛋白预制胶	SurePAGE™ 蛋白预制胶
凝胶体系	Bis-Tris 体系	
电泳缓冲液	MOPS, MES 电泳缓冲液	
凝胶大小	中型胶：13 cm $\times$ 8.3 cm；厚度 1.0 mm	小型胶：8.4 cm $\times$ 7.4 cm；厚度 1.0 mm
可选上样孔数	20 wells, 26 wells	10 wells, 12 wells, 15 wells
凝胶储存	2-8 $^{\circ}$ C 可保存 18 个月	

蛋白迁移指导图



电泳槽的选择

金斯瑞蛋白预制胶不仅适用于 GenBox™ 蛋白电泳槽，还可兼容国内外主流小型或中型电泳槽，部分电泳槽名称如下图所示。

- GenBox™ Mini Electrophoresis tank
- GenBox Mini Plus Electrophoresis Tank
- Bio-Rad Mini-PROTEAN®¹ II & 3 (使用前需将电泳槽内芯绿色胶条反转)
- Invitrogen™² Novex™² XCell I, II, & SureLock®² (与金斯瑞特供挡板一起使用)
- GenBox™ Midi Electrophoresis tank
- GenBox Midi/Mini Electrophoresis Tank
- SureLock™² Tandem Midi Gel Tank
- 六一、天能等

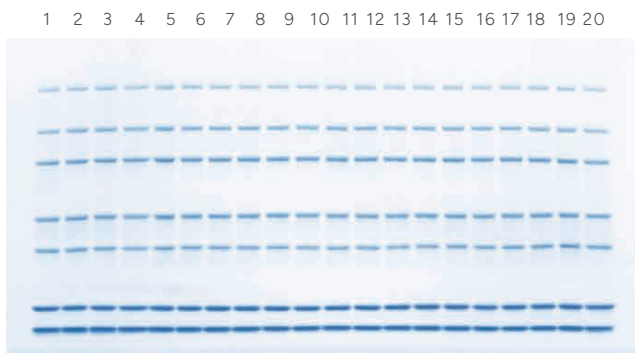
注:

¹ 均为 Bio-Rad Laboratories 注册商标。 ² 均为 Thermo Fisher Scientific 注册商标。

免责声明: 以上商标仅用于识别产品兼容性。金斯瑞 (GenScript) 产品与上述公司无商业授权、赞助或认可关系。

应用数据

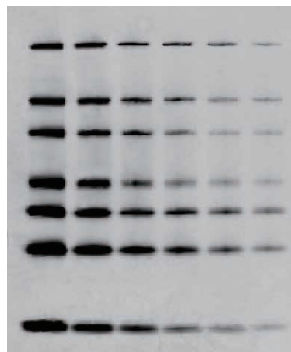
► 凝胶染色图



凝胶: SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 20 wells (Cat. No. M00995)

上样: 5 µL PAGE-MASTER Protein Standard (Cat. No. M00516)

► Western Blot 化学发光检测图



凝胶: SurePAGE™, Bis-Tris, 10×8, 4-20%, 10 wells (Cat. No. M00655)

转膜: eBlot™ L1快速湿转仪 (Cat. No. L00686C), 10 min, NC 膜

上样: WB-MASTER Protein Standard (Cat. No. M00521), 其中 80 kDa 条带的蛋白含量从左到右依次为: 10 ng, 5 ng, 2.5 ng, 1.25 ng, 0.625 ng, 0.3125 ng

产品列表

凝胶浓度 (%)	分离范围	SurePAGE 20 ⁺ 快速电泳						ExpressPlus™			YoungPAGE™	
		10 孔	12 孔	15 孔	18 孔	20 孔	26 孔	10 孔	12 孔	15 孔	12 孔	15 孔
4-12	20-250 kDa	M00652	M00653	M00654	M00944	M00995	M00996	M41210C	M41212C	M41215C	M01002	M00938
4-20	10-250 kDa	M00655	M00656	M00657	M01144	-	-	M42010C	M42012C	M42015C	M01004	M00928
10	20-160 kDa	M00664	M00665	M00666	-	M01106	M01107	M01010C	M01012C	M01115C	-	-
12	6.5-120 kDa	M00667	M00668	M00669	-	M01110	M01111	M01210C	M01212C	M01215C	-	-
8	20-180 kDa	M00661	M00662	M00663	-	-	-	-	-	-	-	-
8-16	10-160 kDa	M00658	M00659	M00660	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5-100 kDa	-	M00719	-	-	-	-	-	-	-	-	-

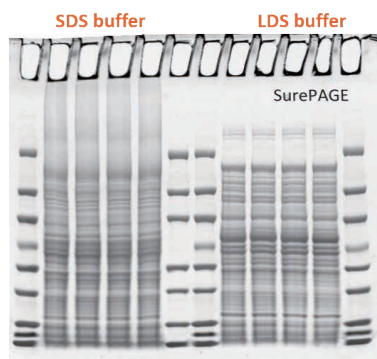
备注: 1. 蛋白预制胶一般选择原则: 大蛋白建议使用 MOPS 及低浓度胶, 小蛋白建议使用 MES 及高浓度胶。

2. 客户也可根据蛋白迁移指导图上条带的分布情况, 选择合适浓度的蛋白预制胶。

LDS 上样缓冲液

- ▶ pH 保持能力强
- ▶ 蛋白变性能力更强
- ▶ 含酚红，电泳前沿更清晰
- ▶ 低温储存不易出现沉淀
- ▶ 不含 DTT 和 β -ME，可做非还原电泳和变性电泳
- ▶ 更适合做银染实验电泳

应用案例



LDS 比 SDS 好!

- LDS: 70°C, 10 min
- Better solubility
- pH > 7 when heated to maintain protein integrity

产品列表

产品名称	规格	产品货号
4X LDS Sample Buffer	10 mL	M00676-10
	250 mL	M00676-250
5X Sample Buffer (SDS buffer)	5 mL	MB01015
5X Sample Buffer (Native)	5 mL	M00726C

电泳缓冲液

MOPS 电泳缓冲液和 MES 电泳缓冲液是 Bis-Tris 体系下的两种常用缓冲液，MOPS 主要针对中等分子量和较大分子量的蛋白电泳，MES 缓冲液主要用于小分子蛋白电泳。

金斯瑞提供液体装的 MOPS 和 MES 缓冲液，稀释即用、实验快捷；同时也提供 MOPS 和 MES 粉末，方便溶解、存储。

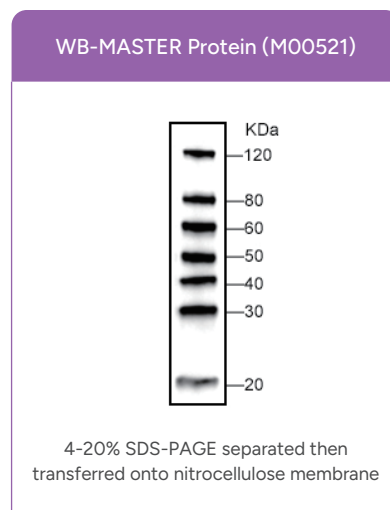
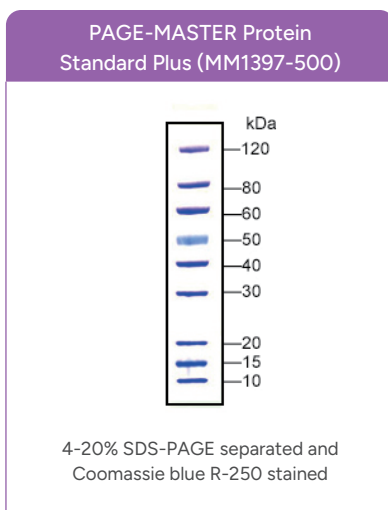
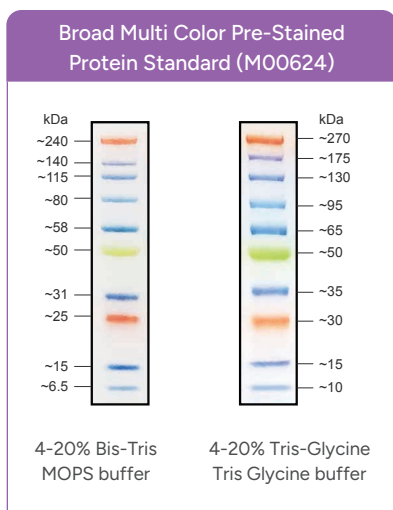
产品列表

产品名称	规格	产品货号
Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder	1 Box (5/PK)	M00138
MES SDS Running Buffer Powder	1 Box (5/PK)	M00677
MOPS Running Buffer Liquid (20X)	500 mL	M00680-500
MES Running Buffer Liquid (20X)	500 mL	M00768
Tris-MOPS Running Buffer Powder (Native)	1 Box (5/PK)	M00727C
MES Running Buffer Powder (Native)	1 Box (5/PK)	M00729

蛋白 Marker

金斯瑞提供多种用于 SDS-PAGE 和 Western blot 的蛋白 Marker，包括预染、非预染等。

所有蛋白 Marker 质量检测严格，能够在一个大的分子量范围内提供锐利的条带，并且具有良好的一致性。



- ▶ M00624 为全条带预染的 SDS-PAGE Marker，易于识别并且可以监控电泳过程及转印效率，可用于粗略标定蛋白分子量；
- ▶ MM1397 为部分条带预染的 SDS-PAGE Marker，可准确评估 SDS-PAGE 的蛋白样品分子量；
- ▶ M00521 是专为免疫印迹中鉴定蛋白条带而设计的 Western marker。蛋白条带中都有一个 IgG 结合位点，此位点可以结合多种物种衍生而来的一抗和二抗，因此本产品可以在不添加任何附加试剂条件下，在同一张免疫印迹膜上直接观察到蛋白标准品和样品。

产品列表

产品名称	规格	产品货号
Broad Multi Color Pre-Stained Protein Standard	M00624-250 / M00624-1250	250 μ L / 1250 μ L
PAGE-MASTER Protein Standard (for SDS-PAGE)	M00516	500 μ L
PAGE-MASTER Protein Standard Plus	MM1397-500	500 μ L
WB-MASTER Protein Standard	M00521	250 μ L

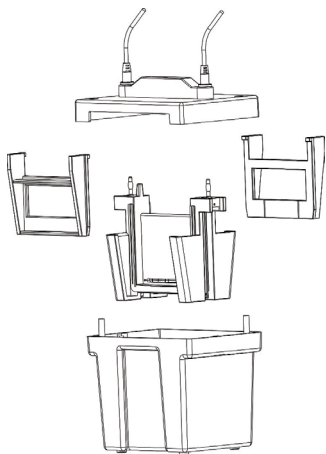
GenBox 电泳槽

GenBox 电泳槽是用于生物学研究中，样品的分离、纯化、制备等分析型蛋白实验的电泳装置。

- ▶ 电泳槽电极具体准确的限位功能，不会误操作导致正负极反接
- ▶ 开盖断功能及耐高压安全导线，使实验更加安全可靠
- ▶ 独特挡板使 PAGE 胶受力均匀，电泳条带更加平直
- ▶ 搭配金斯瑞预制胶效果，电泳效果更佳



产品参数



Mini 参数

Pin, retaining ring, and spring	Stainless steel
Lid, mini tank, wedges	Polysulfone
Electrode Assembly	Polybutylene terephthalate
Electrodes	Platinum wire, 0.010 inches diameter
Gasket, electrode inner core	Silicone rubber (Red)
Mini Tank and Lid	Polycarbonate
Overall Size	(W × L × H, cm) 12 × 16 × 18
Precast Gel Compatibility	10*8 SurePAGE / ExpressPlus
Voltage Limit	400 VDC and 60 W
Shipping Weight	2.0 kg

产品列表

产品名称	规格	产品编号
GenBox Mini Electrophoresis Tank	1 unit	L00780
GenBox Midi Electrophoresis Tank	1 unit	L01001

快速蛋白电泳

电泳仪电源

快速蛋白电泳



高效便捷

4 孔并联
定时控制



简单易用

LCD 用户界面
触摸按键



安全稳定

精准输出
多种报警保护功能



高电流

输出高达 2 mA

产品参数

仪器尺寸：（W×L×H）259×240×112.8 mm
输出额定功率：300 W
输出电流：5-2000 mA
产品用途：适用于蛋白电泳、蛋白转印和核酸电泳等实验

输出槽孔：4 孔并联
输出电压：6-300 V
控制类型：恒压/恒流

产品列表

产品名称	规格	产品货号
电泳仪电源	1 unit	L01027C

eStain® L1 蛋白染色仪



染色时间
少于 10 分钟
比传统染色
效率更高



仪器配置染色液
和脱色液
可自动进液、排液
无需辅助试剂

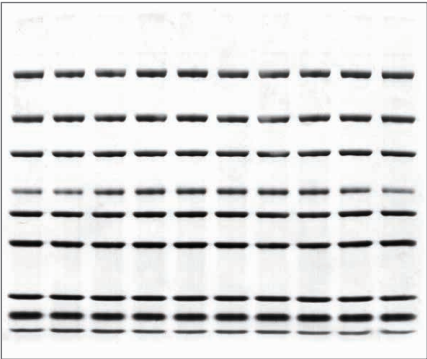


适用于
各种类型
聚丙烯酰胺凝胶

10分钟蛋白染色脱色

革命性的蛋白凝胶染色技术，让您拥有高效、洁净、方便的检测体验！
eStain® L1 蛋白染色仪运用本公司自主研发的专利（中国发明专利号：ZL201380060140.1；中国外观设计专利号：ZL201630223967.6）蛋白染色技术，整合了传统的固定-染色-脱色三步反应，让您无需接触试剂的情况下，实现 10 分钟或更短时间内完成考马斯亮兰染色脱色，让蛋白凝胶检测更快一点！

应用案例



凝胶：ExpressPlus™ PAGE Gel, 4-12%, 10 wells (GenScript, M41210C)
样品：PAGE-MASTER Protein Standard Plus, 5 µL (GenScript, MM1397-500)
程序：9 min 30 s

产品列表

产品名称	规格	产品货号
eStain® L1 蛋白染色仪	1 unit	L00657C
eStain L1 染色试剂盒	1 kit	L00659-1C
eStain L1 浓缩试剂套装 (L)	1 kit	L00687LC
eStain L1 浓缩试剂套装 (R)	1 kit	L00687R
eStain 清洗试剂盒	1 kit	L00668
eStain Filter Paper	50 Pk	L00660
eStain Gel Holder	2 unit	L00658

*试剂盒对应组分主要包含染色、脱色浓缩液和滤纸，具体规格信息请访问官网

eBlot™ 快速湿转仪

10分钟蛋白转膜

eBlot™ 系列快速湿转仪是高效的蛋白快速转膜系统，采用金斯瑞自主研发的技术，基于湿转的原理，**集合了传统湿转稳定、均一和半干转快速、高效的优势**，能够在 5-15 分钟内快速高效地实现蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到 PVDF 膜或 NC 膜上的过程。

仪器使用经过严格优化的转膜液和平衡液，兼容 Bis-Tris、Tris-Gly 等多种凝胶，确保蛋白高效转膜；转膜过程采用自动进排液系统，无需人工操作，实验过程清洁安全,给您带来全新的转膜体验。

	eBlot™ L1 快速湿转仪	eBlot™ L2 快速湿转仪 NEW
通量*	2 块 mini 凝胶	4 块 mini 或 2 块 midi 凝胶
转膜时间	9-15 min	5-15 min
转膜试剂*	不含甲醇	不含醇，安全环保
操作*	按键操作	触控屏设计
尺寸	410 mm (长) × 270 mm (宽) × 260 mm (高)	280 mm (长) × 260 mm (宽) × 320 mm (高)
组装方式*	干式组装，操作简单	

eBlot™ L2 快速湿转仪



快速湿转

最快 5 分钟完成蛋白转印



高通量

独立双通道设计
同时完成 4 块 mini 或 2 块 midi 凝胶



安全环保

升级试剂不含醇、纯水稀释



适用性广

大、小蛋白
PVDF、NC 膜



操作展示

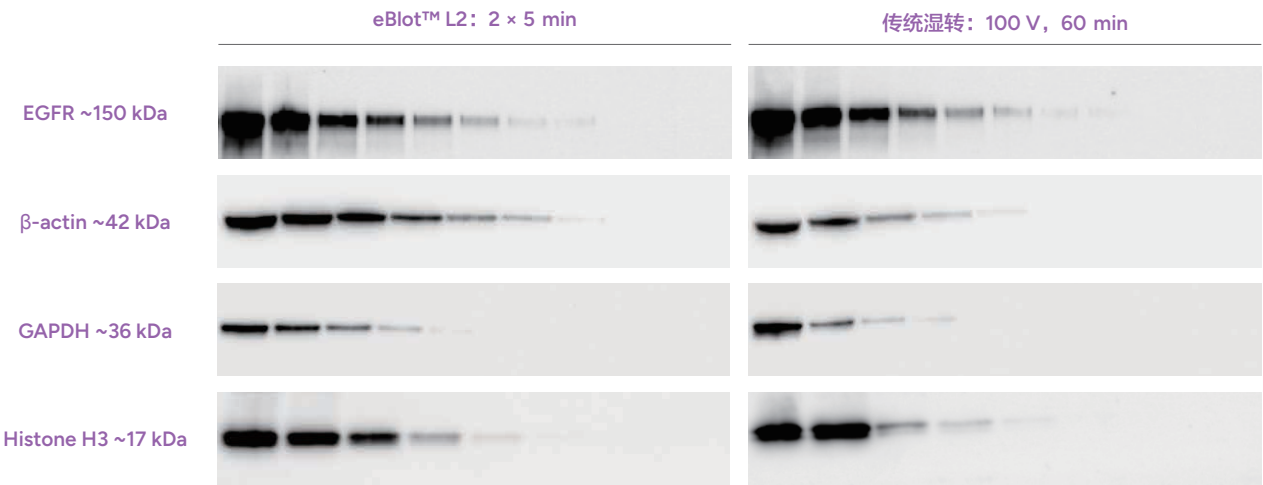
- 1 打开转膜槽，依次平铺：
干转膜垫片-膜-凝胶-干转膜垫片
- 2 合上转膜槽，放在仪器对应通道中，
点击开始转膜
- 3 转膜结束，
抗体孵育、显影



10分钟蛋白转膜

应用案例

分别使用 eBlot™ L2 快速湿转仪和传统湿转方法进行转膜，平行对比不同分子量大小蛋白的转膜结果，从下图可以看出，eBlot™ L2 结果优于传统湿转，或和传统湿转相当。



样本: HEK293 细胞裂解液; 膜: NC 膜, 0.22 μm; 凝胶: YoungPAGE™, Bis-Tris, 10×8, 4-12%, 11 wells (GenScript, M00929)
上样: Lane 1~8: 样品 20 μg, 10 μg, 5 μg, 2.5 μg, 1.25 μg, 0.62 μg, 0.31 μg, 0.15 μg (EGFR); Lane 1~9: 样品 40 μg, 20 μg, 10 μg, 5 μg, 2.5 μg, 1.25 μg, 0.62 μg, 0.31 μg, 0.15 μg (β-actin, GAPDH, Histone H3)
一抗: Recombinant Anti-EGFR antibody, mAb, rabbit (Abcam, ab52894), 1:1000; THE™ beta Actin antibody, mAb, mouse (GenScript, A00702), 1:5000; GAPDH antibody, mAb, mouse(GenScript, customized), 1:1000; Histone H3 antibody, pAb, rabbit (GenScript, customized), 1:1000
二抗: Anti-mouse IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-121), 1:10000; Anti-rabbit IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-122), 1:10000

产品列表

产品名称	规格	产品货号
eBlot™ L2 快速湿转仪	1 unit	L00981C
eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi	1 kit	L01015C-75

10分钟蛋白转膜

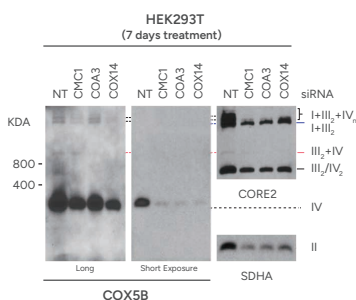


数据重复性可靠



“这是我们第一次使用快速转膜设备，我决定去测试一个快速湿转设备而不是半干转设备，因为半干转设备对大蛋白复合物的转膜效率比较低，这样的实验对于传统湿转也是很有挑战的。我对仪器能缩短转膜时间非常感兴趣，实验蛋白是重组的线粒体氧化磷酸化复合物和超复合物，它们是大小介于约 200 kDa 和几 MD 之间的大型膜包埋巨结构。”

-Dr. Antoni Barrientos, Ph.D.



Blue Native (BN)-PAGE analysis of mitochondrial respiratory chain complexes and supercomplexes using an eBlot fast and efficient wet transfer from GenScript.

Following electrophoresis, the proteins were transferred to a pvdf membrane using in 24 minutes, using the eBlot L1 protein transfer system from GenScript.

*Figure prepared by Dr. Alba-Timon-Gomez and Dr. Antoni Barrientos.
University of Miami School of Medicine

产品列表

产品名称	规格	产品货号
eBlot™ L1 快速湿转仪	1 unit	L00686C
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (NC 膜基础)	1 kit	L00724C
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF 膜基础)	1 kit	L00726C
eBlot L1 转膜试剂盒 (NC 膜)	1 kit	L00728C
eBlot L1 转膜试剂盒 (PVDF 膜)	1 kit	L00729C
Liquid container (10 L)	10 m	L00661-10
eBlot L1 小两通盖 (Fit 5 L and 10 L Container)	3 pk	L00741C
eBlot L1 转膜夹	2 pk	L00742C
WB 反应盒	1 pk	L00745C
转印滚子	1 pk	L00746C

膜的选择

常用的转移膜主要有 PVDF 膜 (Polyvinylidene-Fluoride) 和硝酸纤维素膜。PVDF 膜与目的蛋白质的结合能力高，灵敏度高，不易破碎，同时也适用于再次标记，PVDF 膜使用前需浸泡在甲醇中以增加膜的亲水性；而硝酸纤维素膜虽然不需要浸泡但极易破碎。

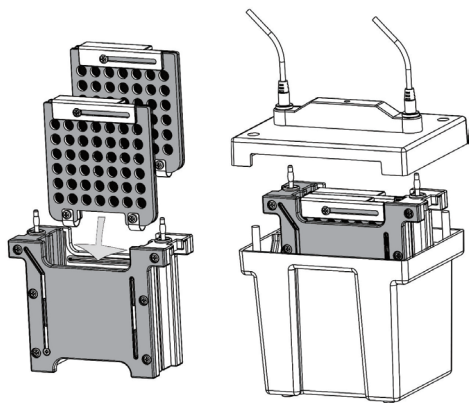
产品列表

产品名称	规格	产品货号
PVDF Transfer Membranes, 0.45 μ m, 27.5 cm $\times$ 3.75 m	1 roll	L01062
PVDF Transfer Membranes, 0.45 μ m, 8.4 cm $\times$ 7.0 cm	50 sheets	L01063
PVDF Transfer Membranes, 0.2 μ m, 27.5 cm $\times$ 3.75 m	1 roll	L01064
PVDF Transfer Membranes, 0.2 μ m, 8.4 cm $\times$ 7.0 cm	50 sheets	L01065
PVDF Transfer Membranes, 0.2 μ m, 9 cm $\times$ 8 cm	30 sheets	L01066
PVDF Transfer Membranes, 0.2 μ m, 13.5 cm $\times$ 8.5 cm	30 sheets	L01067

转膜槽

GenBox Mini 转膜组件可同时转印两块 10×7.5 cm 的胶，它能够与 GenBox 电泳槽配套使用，节省实验空间和经费，多重安全设计保证了操作的安全性和实验的可重复性。

10分钟蛋白转膜



参数

Electrode module	Molded polycarbonate
Gel Holder Cassettes	Molded polycarbonate
Electrodes wire	Platinum wire 0.254 mm diameter
Maximum gel size	10×7.5 cm
Maximum voltage	400 VDC
Maximum power	500 W
Maximum ambient temperature	40 °C

产品列表

产品名称	规格	产品货号
GenBox Mini Blot module	1 unit	L00781
GenBox Mini Blot System	1 unit	L00782

eZwest™ 全自动蛋白印迹系统

eZwest™ 全自动蛋白印迹系统，是金斯瑞自主研发的全自动化 Western Blot 仪器，采用液体涡流原理，能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一二抗回收等工作，彻底解放您的双手，搭配 eZwest 蛋白印迹试剂盒更能缩短实验时间至 1 小时左右。eZwest™ Lite 含有 1 个独立反应通道，可以同时孵育 2 张 mini 膜，操作程序自定义让 WB 实验更加灵活，满足多种实验需求。



全程自动化



自动回收抗体



重复性好



1 小时完成



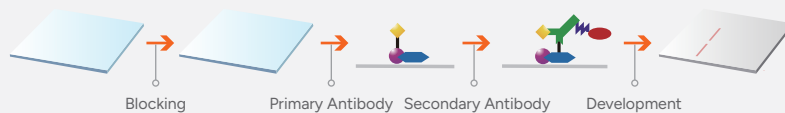
eZwest™ Lite

1小时全自动蛋白印迹

eZwest™
Automated
Western System



Classical Western Blot Detection



4.5
HOURS

应用案例

采用传统试剂的条件下，平行对比手动方法和 eZwest 方法的实验，从下图可以看出，二者结果相当。



搭配 eZwest 蛋白印迹试剂盒更省时

在分别采用传统试剂和 eZwest 蛋白印迹试剂盒的条件下，平行对比手动方法和 eZwest 方法的 GAPDH 的实验，从下图可以看出，eZwest 的结果相当或优于手动方法，采用 eZwest 蛋白印迹试剂盒能将实验时间大大缩短。



► GAPDH 36 kDa

手动 + 5% 牛奶方案	eZwest + 1.5 hr 方案
封闭 60 min	无需封闭
Wash 3×5 min	一抗孵育 30 min
一抗孵育 40 min	Wash 3×5 min
Wash 3×5 min	二抗孵育 30 min
二抗孵育 40 min	Wash 3×5 min
Wash 3×5 min	总计时间 90 min
总计时间 185 min	

分别采用传统试剂和 eZwest 试剂条件下：

实验者针对手动方法和 eZwest 方法进行了平行实验，裂解 HEK293 细胞，采用 SurePAGE™ 快速蛋白电泳，使用传统 Genbox 转膜槽进行转膜，转膜后的两张膜分别使用传统试剂和 eZwest 试剂进行封闭/抗体孵育/清洗，最后加上显影液在成像仪中进行曝光 60 s。

- 1-6 泳道：HEK293 细胞裂解液倍比稀释，40 μ g
- 一抗：GAPDH Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A01622, 1:2000 稀释)
- 二抗：Goat Anti-mouse IgG (Rockland, 1:10000 稀释)
- 显影：LumiSensor HRP Substrate Kit (GenScript, L00221)

产品名称	规格	产品货号
eZwest™ Lite 全自动蛋白印迹系统	1 unit	L00816C
eZwest 蛋白印迹试剂盒	1 kit	L00818C

1 小时抗体稀释液

Western rapid kit 是一款免封闭的抗体稀释液，用于 Western Blot 实验中一抗、二抗的稀释。

- ▶ 无需封闭，转膜后直接孵育抗体
- ▶ 加速抗原抗体反应时间
- ▶ 最快 1 小时完成一抗和二抗孵育

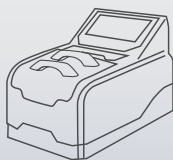
产品列表

产品名称	规格	产品货号
Western rapid kit	1 kit	L00884

蛋白分析自动化设备一览

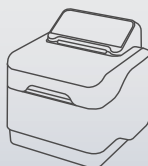
eStain® L1
蛋白染色仪

L00657C



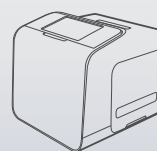
eBlot™
快速湿转仪

L00981C



eZwest™ Lite
全自动蛋白印迹系统

L00816C



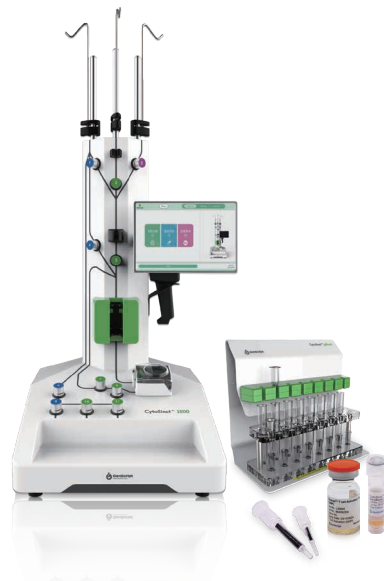
03

细胞分选与激活

- Enceed™ 细胞激活试剂
- CytoSinct™ 细胞分选磁珠
- CytoSinct™ 1000 细胞分选仪
- CytoSinct™ 分选柱和磁力架
- GMP 申报与支持

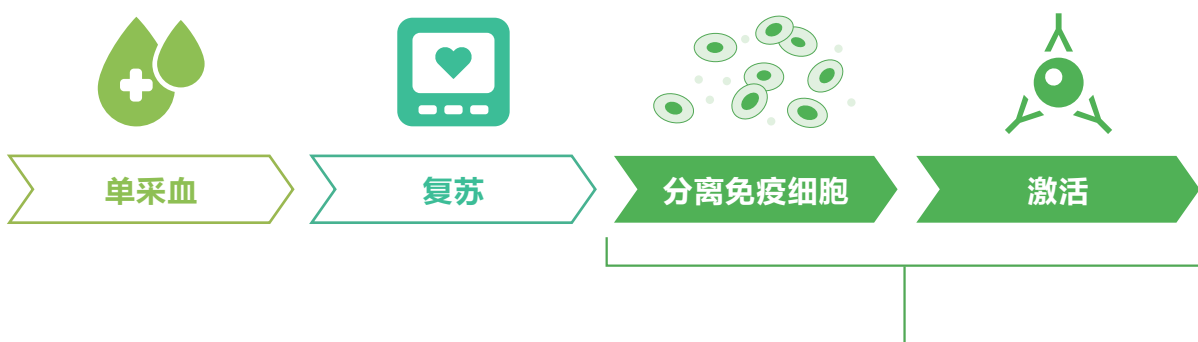
CytoSinct™ 细胞分选平台

金斯瑞作为 CGT 领域的先行者，凭借丰富的抗体和磁珠开发经验，自主研发了 CytoSinct™ 细胞分选平台，为全球细胞治疗用户提供高质量 GMP 级别的纳米细胞分选磁珠和激活试剂、自动化分选设备和配套管路耗材、手动分选柱和磁力架，加速细胞疗法的研发及商业化进程。



CytoSinct™ 细胞分选平台

细胞治疗流程示例



CytoSinct™ 细胞分选平台

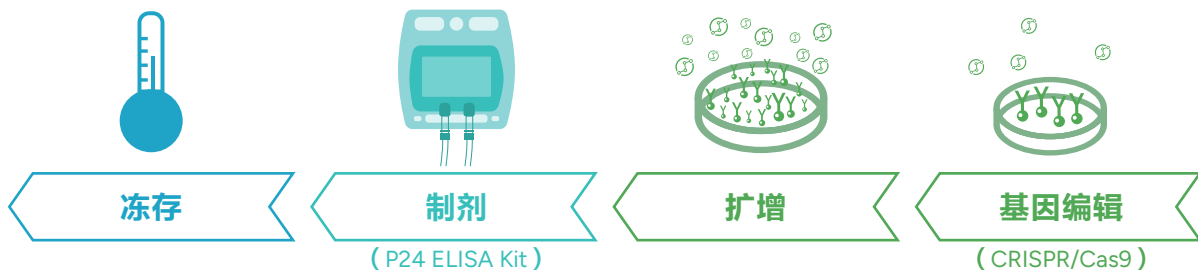
CytoSinct™
分选磁珠

Enceed™
激活试剂

CytoSinct™
分选柱

CytoSinct™
磁力架

CytoSinct™ 1000
细胞分选仪和管路



产品特点



性能优异



纳米磁珠



生物可降解



无需去除



GMP 合规

应用范围

T 细胞治疗

NK 细胞治疗

造血干细胞相关研究

其他细胞疗法

CD4/CD8 T 细胞分选



高纯度



高回收率



高活性

CD4⁺ 和 CD8⁺ T 淋巴细胞联合富集是制备 CAR-T 细胞时最常见的细胞分选策略。金斯瑞提供 CytoSinct™ CD4 分选磁珠和 CytoSinct™ CD8 分选磁珠，两种磁珠同时孵育细胞进行分选，可以从单采血、外周血单个核细胞 (PBMC) 等样本中轻松获得高纯度、高回收率的目的细胞，同时能最大程度保留分选前的细胞活性。

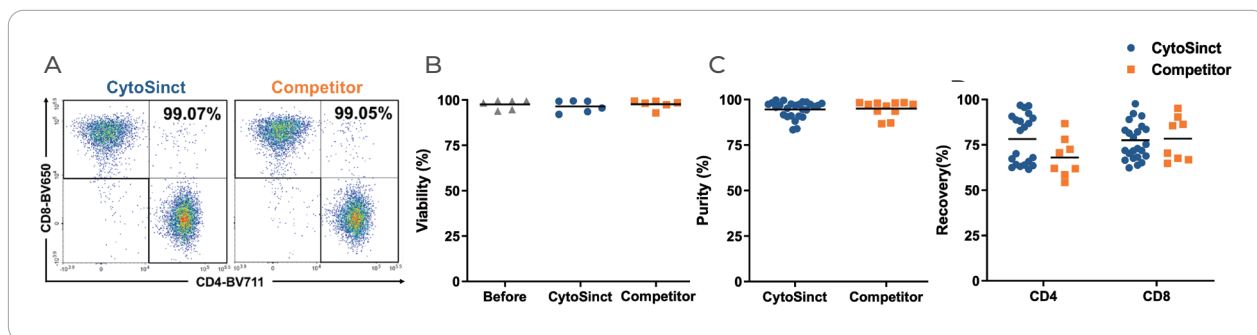


Figure 1. 不同供者的单采血或 PBMC，使用 CytoSinct™ 或竞品 CD4、CD8 分选磁珠后进行流式检测；(A) 分选后典型的流式散点图；(B) 分选前后细胞活性；(C) 分选后目的细胞纯度；(D) 分选后 CD4、CD8 T 细胞回收率。

T 细胞激活试剂

Enceed：为您的 T 细胞激活提供新的可能

Enceed™ T 细胞激活试剂由纳米基质与抗人 CD3 和抗人 CD28 抗体偶联形成，用于体外激活和扩增富集后的 T 细胞或外周血单个核细胞 (PBMCs)。



- 高效激活与扩增
- 维持记忆型表型
- 生物相容
- 轻松去除，残留可检测
- 从 RUO 到 GMP 的无缝转化

高效激活与扩增

T 细胞激活需要三个信号，包括 TCR/CD3 与 MHC 分子抗原肽复合物、共刺激信号以及细胞因子。Enceed™ T 细胞激活试剂提供第一和第二信号，轻柔地激活 T 细胞，使用方式简单。激活 48 小时后，Enceed™ 相比竞品激活了更多 T 细胞，在培养后细胞扩增倍数更高。

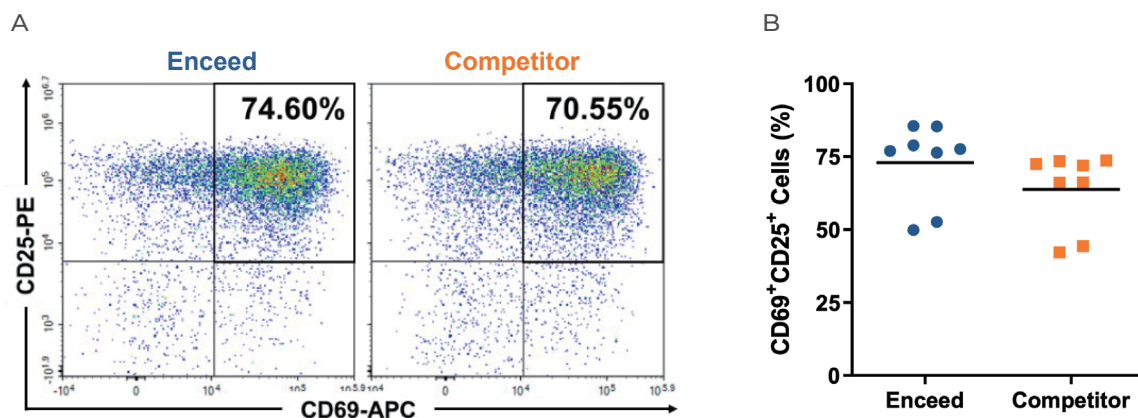


Figure 2. 不同供者富集后的 T 细胞，使用 Enceed™ 或竞品 T 细胞激活试剂激活 2 天后通过流式细胞术分析激活信号 CD25 和 CD69 蛋白表达；(A) 典型的流式散点图；(B) CD25⁺CD69⁺ 细胞比例。

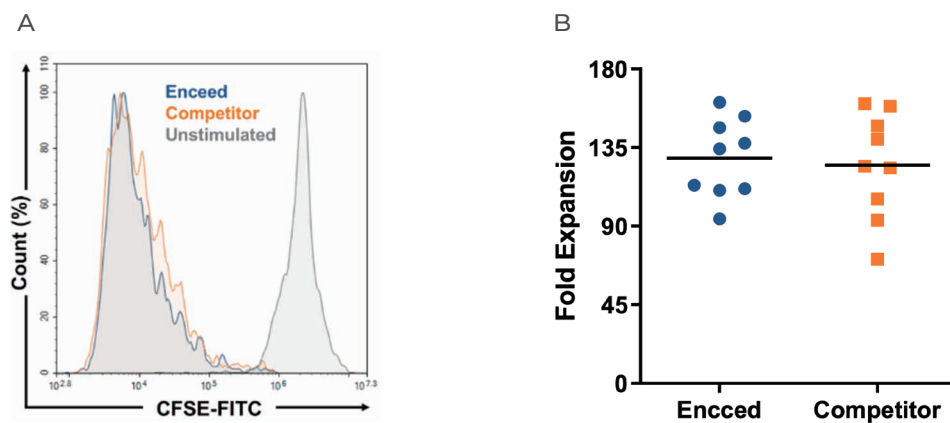


Figure 3. 不同供者富集后的 T 细胞，使用 Enceed™ 或竞品 T 细胞激活试剂激活并在补充了 IL-2 的培养基中培养 13 天后；(A) 流式细胞数 CFSE 检测图；(B) 细胞扩增倍数。

维持记忆型表型

记忆性 T 细胞具有较效应性 T 细胞更强的增殖能力和免疫记忆维持能力，其中又以记忆干性 T 细胞 (T_{SCM}) 和中心记忆性 T 细胞 (T_{CM}) 最具有应用潜力。因此，CAR-T 细胞终产品中更高的记忆性 T 细胞比例可能带来临床获益。过强的 T 细胞激活信号会导致 T 细胞耗竭，Enceed™ T 细胞激活试剂提供了温和的激活信号，保留了扩增后 T 细胞的记忆型表型。

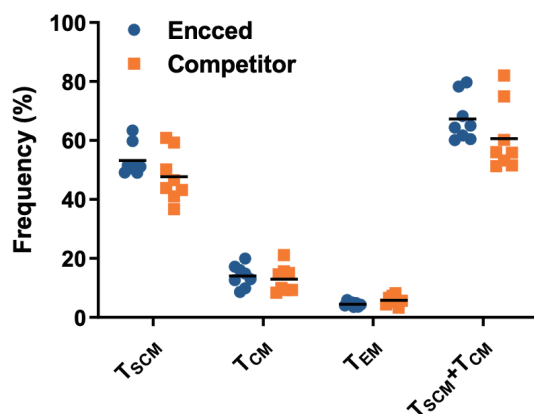


Figure 4. 不同供者富集后的 T 细胞，使用 Enceed™ 或竞品 T 细胞激活试剂激活 2 天，在补充了 IL-2 的 TexMACS 培养基中培养 10 天后流式检测 T 细胞亚型。

生物相容，安全无虞

原材料/辅助材料的安全性是选择物料时的首要考虑之一。Enceed™ 激活试剂在生产时依据《中国药典》及 ICH Q5A 等进行了充分的病毒清除验证；并连同其一级包装依据 ISO 10993 及 ASTM F756 进行了生物相容性评估（医疗器械生物学评价）。

与此同时，Enceed™ 激活试剂可无菌过滤，生物可降解，并可通过离心去除上清简单地从培养体系中移除。流式细胞术可以检测到离心后细胞仅残留极少量 Enceed™ 激活试剂，并在 2 天后被进一步降解，其平均信号与阴性对照可比。

体外细胞毒性试验	ISO10993-5
皮肤致敏试验	ISO10993-10
刺激试验	ISO10993-23
全身毒性试验	ISO10993-11
血液相容性试验	ISO10993-4、ASTM F756-2017

表 1：对 Enceed™ 激活试剂进行生物相容性研究（医疗器械生物学评价）及其对应标准。

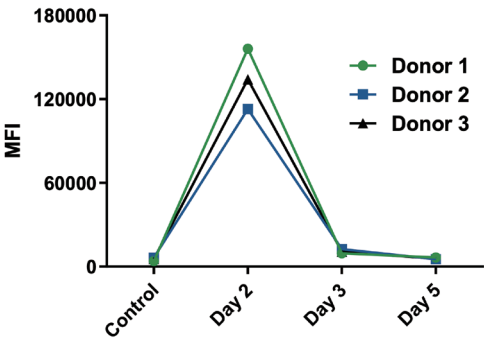


Figure 5. 不同供者富集后的 T 细胞，使用 Enceed™ T 细胞激活试剂激活 2 天，并在第 3 天离心去除试剂后继续培养，在第 2、3、5 天通过流式细胞术检测细胞表面试剂的平均信号。

从 RUO 到 GMP 的无缝转化

细胞治疗产品的工艺开发充满挑战，特别是从 RUO 级别物料转换到 GMP 级别物料。即使同一供应商的不同级别产品也可能因来源于不同级别的原材料、生产工艺的差异导致其生物学效应相差甚远。

金斯瑞为 Enceed™ T 细胞激活试剂提供了 RUO 以及 GMP 级别产品，并对两类产品的原材料均采取了同样的质控标准。同时，我们对两种级别的产品进行了可比性研究，并推荐了适合的细胞数及稀释比例。

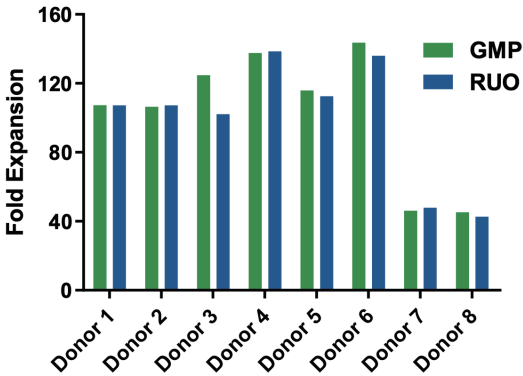


Figure 6. 分别使用 RUO 或 GMP 级别 Enceed™ T 细胞激活试剂，激活不同供者富集后的 T 细胞 2 天，在补充了 IL-2 的 TexMACS 培养基中培养 10 天后，进行流式检测。

Enceed™ T 细胞激活试剂

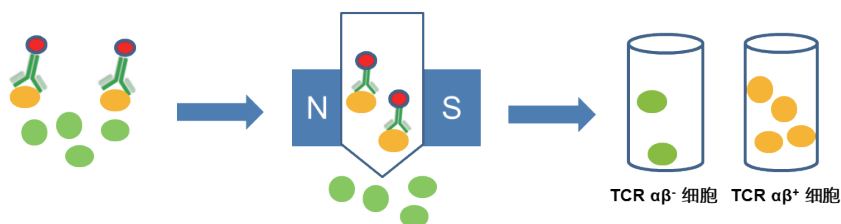
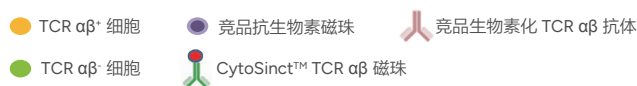
一步法 TCR αβ T 细胞去除

CytoSinct™ TCR αβ: 高效去除 αβ T 细胞

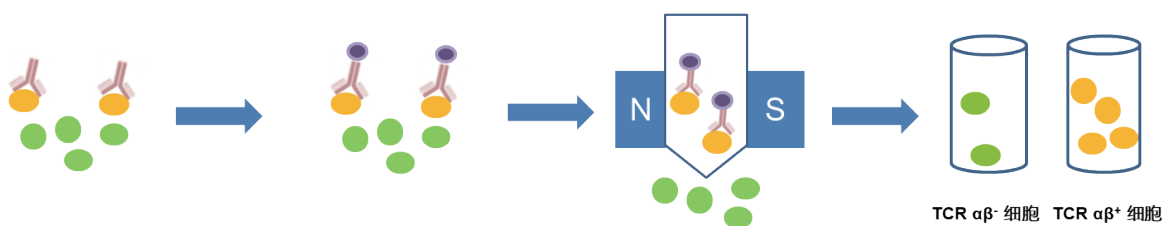
与自体型细胞免疫疗法相比，通用型细胞疗法面临着移植抗宿主病 (GvHD) 的挑战，即异体移植细胞攻击宿主细胞引发不良反应。一般来说，αβ T 细胞是引起急性 GvHD 的首要免疫细胞。在异体造血细胞移植过程中，GvHD 的风险可以通过使用免疫抑制药物等手段缓解，但细胞疗法无法应用这一策略。因此，在生产工艺末端加入 αβ T 细胞去除是细胞疗法缓解 GvHD 的有效措施。

金斯瑞 CytoSinct™ TCR αβ 分选磁珠能有效从 UCAR-T 和 CAR-NK 样本中去除 αβ T 细胞，并高效回收其余细胞组分。

CytoSinct™: 一步法直标方案



竞品: 两步法间接方案



UCAR-T、 $\gamma\delta$ T 应用

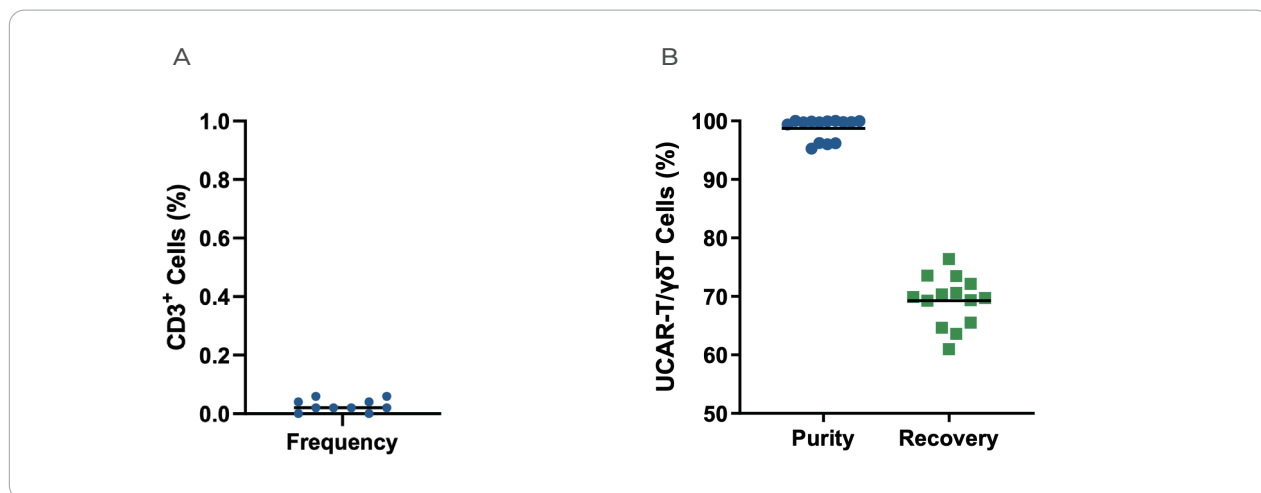


Figure 7. 不同来源的 UCAR-T 细胞，使用 CytoSinct™ TCR $\alpha\beta$ 分选磁珠进行去除后流式检测；(A) 分选后 CD3⁺ 细胞比例；(B) 分选后 CD3⁺ 细胞纯度及回收率。

CAR-NK 应用

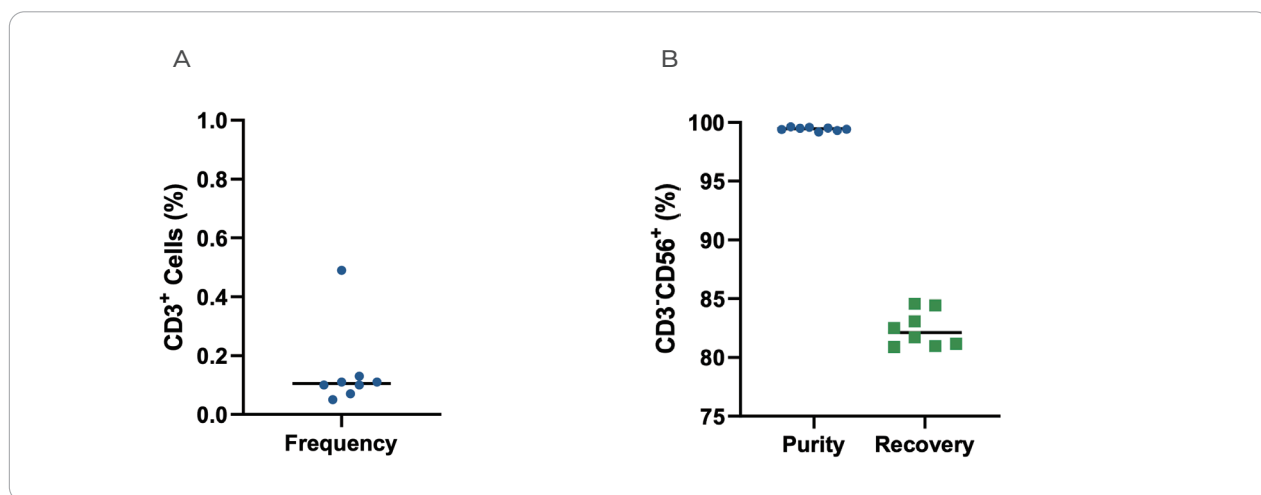


Figure 8. 不同来源的 CAR-NK 细胞，使用 CytoSinct™ TCR $\alpha\beta$ 分选磁珠进行去除后流式检测；(A) 分选后 CD3⁺ 细胞比例；(B) 分选后 CD3⁺ CD56⁺ NK 细胞纯度与回收率。

干细胞分选

CytoSinct™ CD34：精准富集造血干细胞

在干细胞基因疗法中，体外分离富集造血干细胞（CD34⁺ 细胞）是关键一步，通过从患者血液中外分离富集出造血干细胞，利用 CRISPR/Cas9 技术在体外修复造血干细胞的基因后，再将改造后的细胞回输至人体内，从而达到治疗目的。

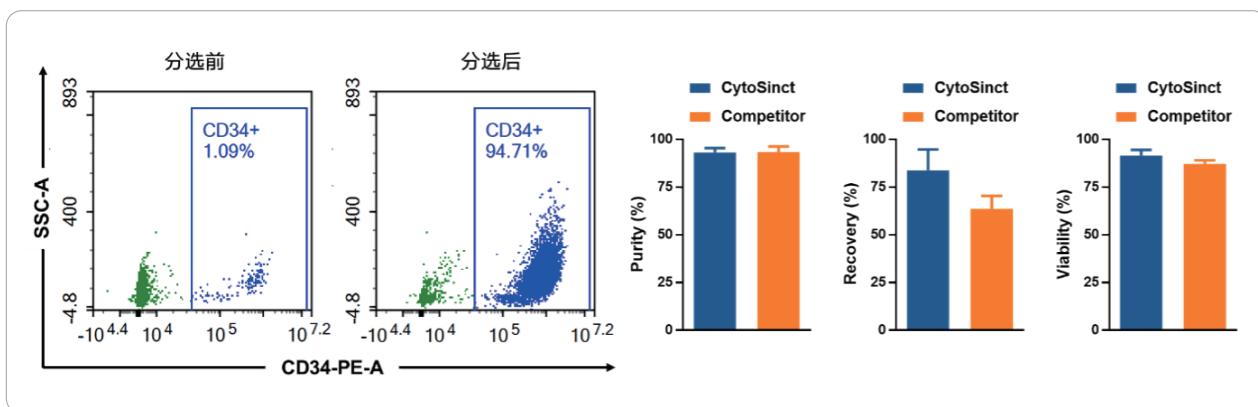


Figure 9. 分别使用 CytoSinct™ CD34 分选磁珠和竞品 CD34 分选磁珠对起始样本进行分选，并对分选得到的目的细胞进行分析。实验结果表明，CytoSinct™ CD34 分选磁珠能够高效地完成 CD34⁺ 细胞的富集。

NK 细胞分选

CytoSinct™ CD3 去除、CD56 富集：高效率富集 NK 细胞

细胞治疗中常用 CD3⁺ 细胞去除和 CD56⁺ 细胞富集从单采血、PBMC 等来源中富集 NK 细胞，进一步制备 CAR-NK 细胞。金斯瑞提供 CytoSinct™ CD3 分选磁珠和 CytoSinct™ CD56 分选磁珠用于高效 NK 细胞分离。

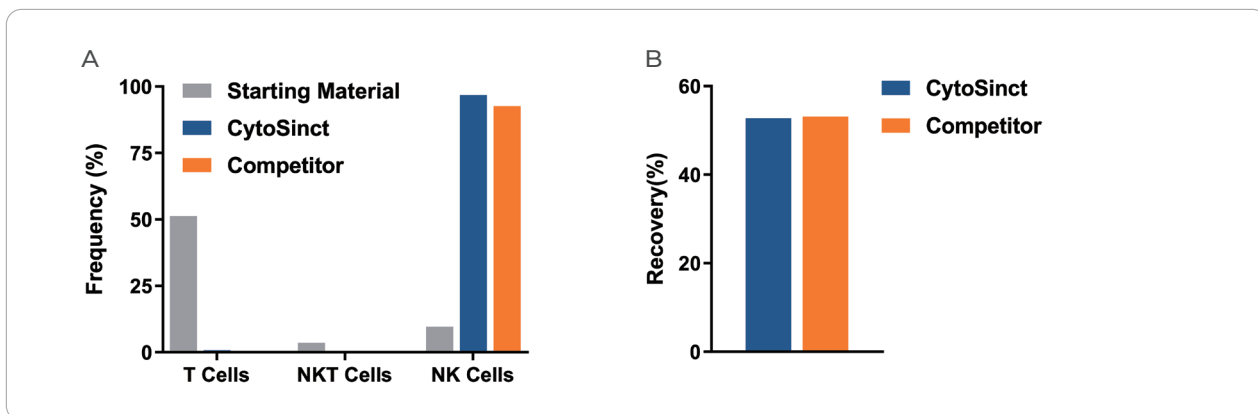


Figure 10. 不同供者的单采血或 PBMC，使用 CytoSinct™ 或竞品 CD3 磁珠去除、CD56 磁珠富集后进行流式检测；(A) 分选后目的细胞纯度；(B) 分选后 NK 细胞回收率。

单核细胞分选

CytoSinct™ CD14：高纯度、高得率富集单核细胞

肿瘤微环境中大量浸润免疫抑制性的巨噬细胞，CAR-巨噬细胞疗法 (CAR-M) 通过体外改造制备具有 M1 型特性的肿瘤靶向巨噬细胞，并利用巨噬细胞强大的肿瘤浸润能力，逆转肿瘤微环境的免疫抑制，对于突破实体瘤的治疗难题有巨大潜力。**CAR-M 的制备来源之一就是外周血分离的 CD14⁺ 单核细胞。**

在 DC 疫苗研究中，外周血分离出的 CD14⁺ 单核细胞可诱导分化为 DCs (Dendritic cells, DCs)，再经进一步构建，生成特异性识别肿瘤的 DCs，并将其扩增后回输到肿瘤患者体内，从而实现治疗的效果。

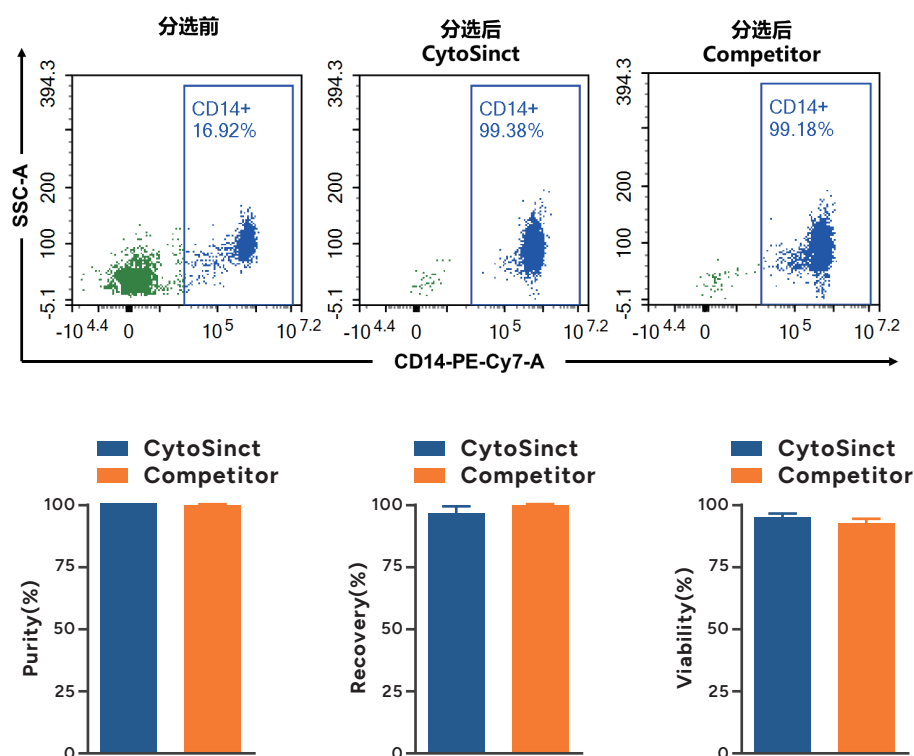
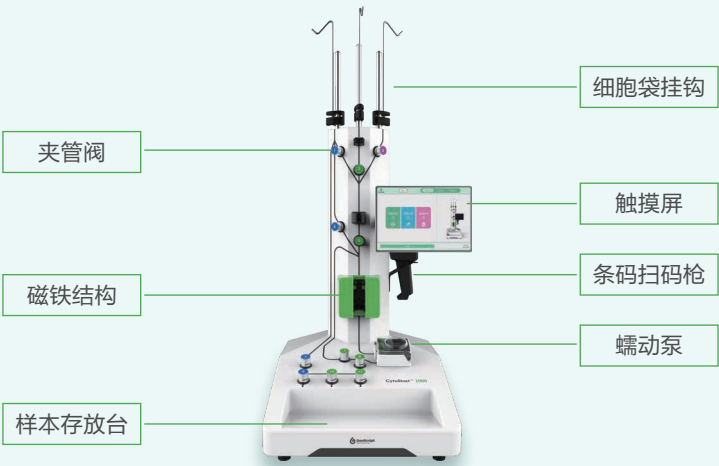


Figure 11. 分别使用 CytoSinct™ CD14 分选磁珠和竞品 RUO CD14 分选磁珠对起始 PBMC 样本进行分选，并对分选得到的目的细胞进行分析。实验结果表明，金斯瑞 CytoSinct™ CD14 分选磁珠能够高效地完成 CD14⁺ 细胞的富集。

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪是以磁性分离技术为基础的自动化细胞分选系统，使操作者能够在完全密闭、无菌的系统内完成目的细胞的富集或去除。预装管路耗材即拆即用，只需简单的进行管路安装、参数设置，即可进行自动化的细胞分选。整个过程安全高效，细胞分选产品纯度高，回收率高，重复性好，能够保持细胞活率，可用于后续的细胞培养和检测。





全密闭系统



自动化操作



无线传输



审计追踪
(21 CFR Part 11)

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

分组	设备	磁珠	管道
CytoSinct™	CytoSinct™ 1000	CytoSinct™ CD4、CD8	CytoSinct™ 1000 Tubing Set
Competitor	Competitor	CytoSinct™ CD4、CD8	Competitor

CytoSinct™ 细胞分选系统高纯度、高回收率的 T 细胞富集，且对细胞无损伤。

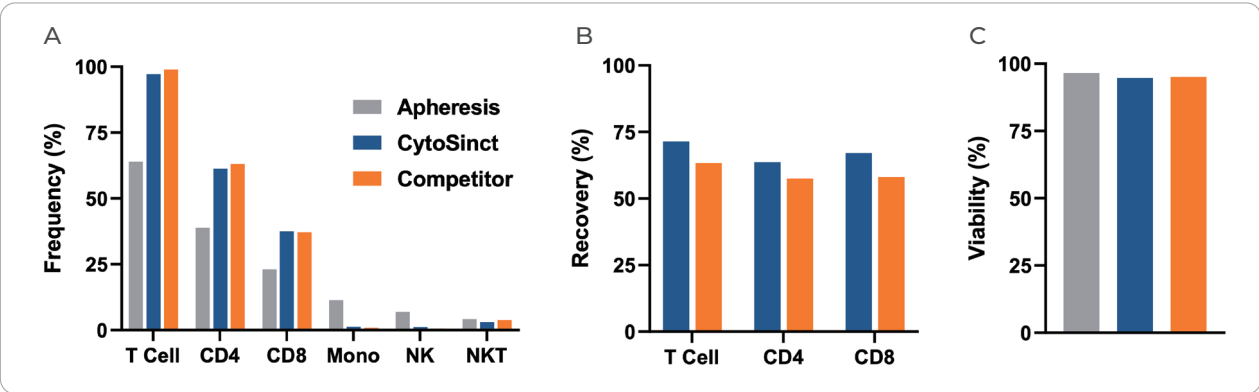
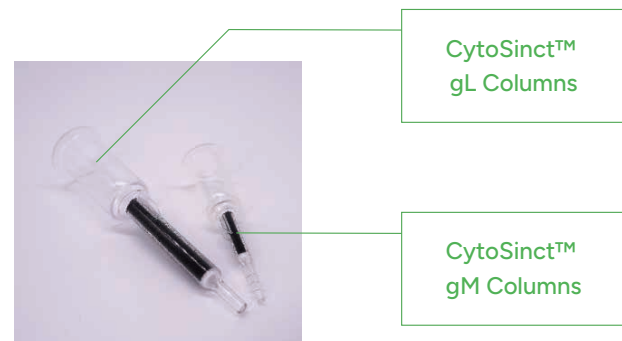


Figure 11. 磁珠孵育后的单采血样本，分别使用 CytoSinct™ 1000 分选系统与竞品分选系统，进行 T 细胞富集。富集后的样本中 (A) 各类细胞分布、(B) T 细胞回收率以及 (C) 富集前后细胞的活率。

CytoSinct™ 分选柱和磁力架



产品特点

- 耐受性 ▶ 不易堵柱
- 兼容性 ▶ 可配合多种分选磁珠使用
- 高性能 ▶ 分选后细胞纯度高、回收率高, 活率高



CytoSinct™ M1 magnet



CytoSinct™ L1 magnet



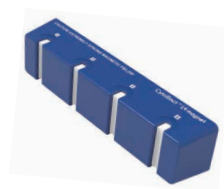
CytoSinct™ gStand



CytoSinct™ M8 magnet



CytoSinct™ L4 magnet



产品特点

- 附赠离心管适配器
- 外观优美
- 灵活单/多通道
- 操作简便

GMP 级别磁珠申报与合规支持

金斯瑞 GMP 细胞分选及激活产品已成功助力 10+ 个客户中国 CDE 申报 IND 获批和美国 FDA IND 获批，满足细胞疗法药物全球化申报的需求。

全国领先的 GMP 厂房设施

细胞分选产品 GMP 生产线位于镇江金斯瑞，占地 2000 平米。厂房根据符合 FDA、EMA、PMDA 和 NMPA 等全球主要监管机构对 GMP 厂房的合规性要求而建造，配备先进的设备、合规的洁净间，执行规范的生产流程、严格的无菌保障体系，提供支持临床前、临床及商业化需求的一站式服务，为全球客户稳定地提供满足无菌药品注册及生产要求的高质量产品。同时，公司在全球多地设立了仓储，以确保 GMP 产品在全球范围内的稳定供应。



完善的申报及审计支持

GMP 级别 CytoSinct™ 分选磁珠和 Enceed™ T 细胞激活试剂的设计遵循 USP <1043> 中对辅助材料的建议，和中国国家药品监督管理局发布的《免疫细胞治疗产品药学研究与评价技术指导原则》，产品的生产和检测参照相关 GMP 规范。

文件支持	审计	残留检测
完善的法规申报支持文件，包括质检证书 (CoA)、原产地证书 (CoO)、安全资料表 (SDS)、以及产品信息文件 (PIF) 等。	依据质量协议，接受现场和远程审计，眼见为实更安心。也可通过 Rx-360 审计报告了解质量体系，权威机构背书，更多选择更自由。	开发了基于铁含量的纳米级磁珠残留定量检测方法，已在多种细胞制备工艺上进行测试。

来自中国、美国、英国、法国、韩国、新加坡、印度等多个国家，数百位客户已经选择了金斯瑞 CytoSinct™ 细胞分选产品线及 Enceed™ T 细胞激活试剂，用于其产品管线。

产品列表

GMP 级别细胞分选、激活

产品编号	产品名称	规格	结合能力
L00935	Enceed™ T cell Activation, human (GMP)	4 mL	Up to 2×10^8 enriched T cells or up to 4×10^8 PBMCs in a maximal volume of 100 mL
L00932-7.5	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 1.2×10^{10} target cells from up to 4×10^{10} total cells
L00933-7.5	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 4×10^9 target cells from up to 4×10^{10} total cells
L00934	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 1.5×10^{10} target cells from up to 4×10^{10} total cells
L00952	CytoSinct™ TCR $\alpha\beta$ Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 8×10^9 target cells from up to 2×10^{10} total cells
L00948	CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 6×10^8 target cells from up to 6×10^{10} total cells
L00949	CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to 5×10^9 target cells from up to 4×10^{10} total cells

CytoSinct™ 分选磁珠

应用领域	货号	产品名称	规格	分选能力
T 细胞	L00863	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
	L00864	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
	L00896	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
	L00897	CytoSinct™ TCR $\alpha\beta$ Nanobeads, human	1 mL	Up to 2.6×10^9 total cells
B 细胞	L00957	CytoSinct™ CD19 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
NK 细胞	L00903	CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
干细胞	L00967	CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human	1 mL	Up to 1×10^9 total cells
单核细胞	L00956	CytoSinct™ CD14 Nanobeads, human	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
通用	L00898	CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells
	L00959	CytoSinct™ Anti-biotin Nanobeads	1 mL / 0.5 mL	Up to 1×10^9 / 5×10^8 total cells

Enceed™ 激活试剂

产品编号	产品名称	规格	激活能力
L00899-1	Enceed™ T cell Activation, human	1 mL	Up to 2×10^8 T cells
L00899-0.5	Enceed™ T cell Activation, human	0.5 mL	Up to 1×10^8 T cells

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

产品编号	产品名称	规格	结合能力
D00023C	CytoSinct™ 1000 细胞分选仪	1 Unit	-
D00029	CytoSinct™ 1000 Tubing Set	1 Set	Up to 60×10^9 cells
D00030	CytoSinct™ 1000 LS Tubing Set	1 Set	Up to 120×10^9 cells
D00031	CytoSinct™ 1000 Depletion Tubing Set	1 Set	Up to 120×10^9 cells
B00064-1	CytoSinct™ PBS/EDTA Buffer (GMP)	3×1 L	-

CytoSinct™ 分选柱和磁力架

产品编号	产品名称	规格	柱载能力
D00007	CytoSinct™ gM Columns	25 columns	Up to 10^7 labeled cells from up to 2×10^8 total cells (each column)
D00008	CytoSinct™ gL Columns	25 columns	Up to 10^8 labeled cells from up to 2×10^9 total cells (each column)
D00006C	磁力架支架	1 pc	Compatible with all CytoSinct™ Magnets
D00009C	M1 磁力架	1 pc	Holds 1 CytoSinct™ gM column
D00010C	M8 磁力架	1 pc	Holds 8 CytoSinct™ gM columns
D00011C	L1 磁力架	1 pc	Holds 1 CytoSinct™ gL column
D00012C	L4 磁力架	1 pc	Holds 4 CytoSinct™ gL columns

04

重组蛋白

- 肿瘤靶点蛋白
- 细胞培养产品

重组蛋白

金斯瑞拥有多种蛋白表达平台，开发了一系列高质量现货型重组蛋白产品，包含细胞因子、生长因子、趋化因子、标签切割蛋白酶、免疫检查点蛋白、药物靶点相关蛋白、多次跨膜蛋白、Fc 受体、MHC 系列蛋白和病毒抗原等。所有蛋白产品都经过高度纯化，具有出色的批次间稳定性、经过验证的生物活性和显著的低内毒素水平。



全面验证的生物活性

通过细胞实验、ELISA、SPR、BLI 等方法，确保产品活性经过多重科学验证



长久保持的效期

依托严格的冻干技术，产品拥有超长效期，确保长期稳定性

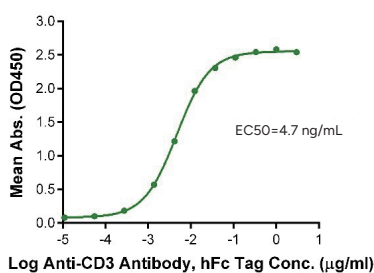


批量供应的一致性

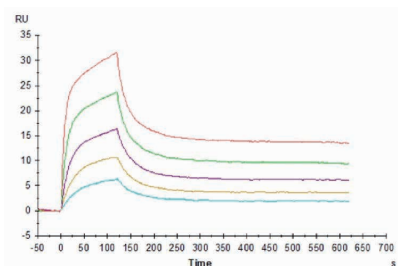
支持大规模供应，可通过单批次库存锁定，最大程度减少批间差异

应用领域一：靶点蛋白助力抗体药开发

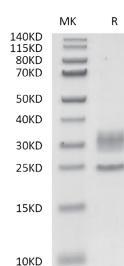
CD3E&CD3D 蛋白



用 ELISA 实验检验 CD3E&CD3D, His, Human (Cat. No. Z03816) 和带有 hFc 标签的 Anti-CD3 抗体的结合活性，EC50=4.7 ng/mL。

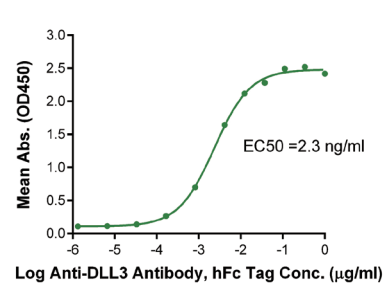


用 SPR 实验检测 CD3E&CD3D, His, Human (Cat. No. Z03816) 和带有 mFc 标签的 OKT3 结合活性，亲和常数为 0.36 nM。

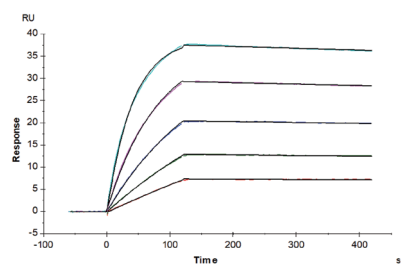


用 SDS-PAGE 实验检测 CD3E&CD3D, His, Human (Cat. No. Z03816) 的纯度，纯度大于 95%。

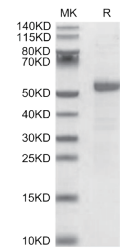
DLL3 蛋白



用 ELISA 实验检测 DLL3, His, Human (Cat. No. Z03813) 和 anti-DLL3 抗体的结合活性, EC50=2.3 ng/mL。



用 SPR 实验检测 DLL3, His, Human (Cat. No. Z03813) 和 anti-DLL3 抗体的结合活性, 亲和常数为 0.22 nM。



用 SDS-PAGE 实验检测 DLL3, His, Human (Cat. No. Z03813) 的纯度, 纯度大于95%。

部分热门靶点蛋白列表

产品编号	产品名称
Z03504	CLDN18.2, His, Human
Z03812	DLL4, Human
Z03813	DLL3, His, Human
Z03806	Her2, Avi & His, Human
Z03807	TROP2, His, Human
Z03956	DLL4[Biotin], His & Avi, Human
Z03953	DLL3 Domain (311-479)[Biotin], His & Avi, Human
Z03950	DLL3 (27-215), His & Flag, Human
Z03948	DLL3, His, Mouse
Z03947	DLL3, His, Cynomolgus
Z03944	DLL3[Biotin], His, Human
Z03910	Her3/ErbB3, His, Mouse
Z03909	Her3, His, Cynomolgus/Rhesus macaque
Z03907	Her3/ErbB3[Biotin], His & Avi, Human
Z03906	Her3/ErbB3 hFc Chimera, Human
Z03904	Her2/ErbB2, His, Mouse
Z03903	Her2/ErbB2, His, Cynomolgus
Z03902	Her2/ErbB2 Domain 4[Biotin], His & Avi, Human
Z03901	Her2/ErbB2[Biotin], His & Avi, Human

部分热门靶点蛋白列表

产品编号	产品名称
Z03898	Her2/ErbB2 (S310F), His, Human
Z03889	B7-H3 (4Ig) /B7-H3b hFc Chimera, Human
Z03880	B7-H3/CD276, His, Human
Z03829	Nectin-4 IgV Domain[Biotin], His & Avi, Human
Z03828	Nectin-4 IgV Domain, His & Avi, Human
Z03827	Nectin-4, His, Cynomolgus
Z03826	Nectin-4, His, Mouse
Z03825	Nectin-4[Biotin], His & Avi, Human
Z03823	Nectin-4, His & Avi, Human
Z03824	Nectin-4 hFc Chimera, Human
Z03954	DLL4, His, Human
Z03955	DLL4 hFc Chimera, Human
Z03900	Her2/ErbB2 hFc Chimera, Human
Z04037	CA125/MUC16, His, Human

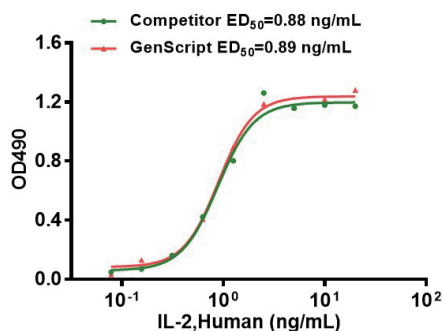
扫一扫！
获取全部靶点蛋白产品列表



应用领域二 细胞培养及类器官培养研究

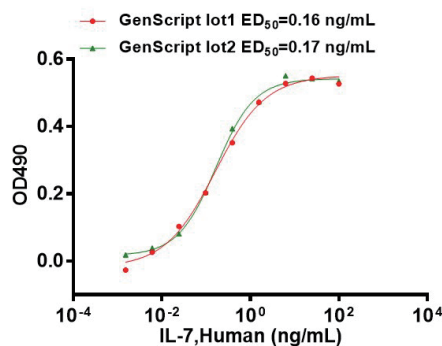
细胞因子、生长因子、趋化因子等可用于多种细胞及类器官培养。金斯瑞提供的细胞培养因子具有高活性、高纯度、高稳定性及低内毒的特点，且每批次都进行细胞水平的活性检测，满足细胞及类器官培养要求。

► 高活性



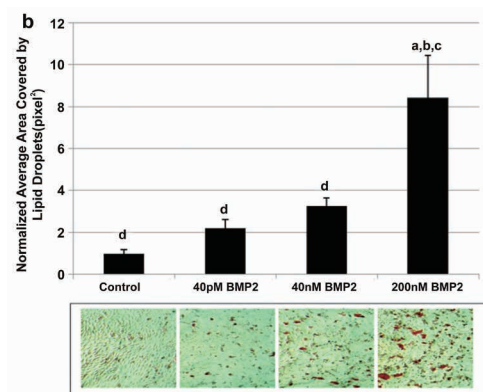
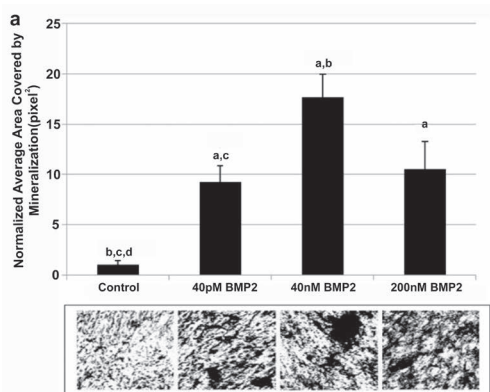
在 CTLL-2 细胞中利用细胞增殖实验进行检测，GenScript IL-2 (Cat. No. Z03074) 和竞品活性相当。

► 高批间稳定性



在 2E8 细胞中利用细胞增殖实验进行检测，GenScript 不同批次的 IL-7 (Cat. No. Z03190) 之间具有很好的稳定性。

应用案例



C2C12 细胞在实验中分别使用 40 pM、40 nM 和 200 nM 的 BMP2 进行处理，以矿物质沉积和脂质滴形成作为定义的终点，分别描述成骨或脂肪生成的表型。BMP2 在不同浓度下均独立诱导成骨作用 (a) 和脂肪生成 (b)。

部分细胞培养产品列表

产品编号	产品名称	物种	规格
Z03292	MCP-1/CCL2, Human	Human	5 µg, 25 µg, 1 mg
Z03166	FGF-basic, Human (146aa)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03230	FGF-basic, Bovine	Bovine	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03016	FGF-basic, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03193	FGF-basic, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z00333	EGF, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03118	EGF, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02972	EGF, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z00368	IL-2, Human (E. coli-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03074	IL-2, Human (HEK 293-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02764	IL-2, Mouse	Mouse	20 µg, 1 mg
Z03034	IL-6, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02704	IL-7, Human	Human	10 µg, 1 mg
Z03209	IL-7, His, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg
Z03023	IL-12, Human (HEK 293-expressed)	Human	5 µg, 25 µg, 1 mg
Z03210	IL-12, His, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03211	IL-12, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03308	IL-15, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03309	IL-15, His, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03076	IL-21, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03242	IL-21, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02983	GM-CSF, Human (CHO-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03411	TGF-β1, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02692	SCF, Human (P. pastoris-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg

部分细胞培养产品列表

产品编号	产品名称	物种	规格
Z02926	Flt-3L, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03227	Flt-3L, His, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg
Z03132	OSM (209aa), Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03143	OSM, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02978	IL-1β, Human(CHO-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03014	IL-1 β, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02988	IL-1β, Mouse(CHO-expressed)	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02892	PDGF-BB, Human	Human	10 µg, 1 mg
Z03179	PDGF-BB, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03096	PDGF-BB, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02913	BMP-2, Human	Human	10 µg, 50 µg, 100 µg, 1 mg
Z02750	BMP-4, Human	Human	10 µg, 1 mg
Z02751	BMP-7, Human	Human	10 µg, 1 mg
Z02980	G-CSF, Human(CHO-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03163	G-CSF, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02910	Shh, Human	Human	25 µg, 1 mg
Z02991	IL-3, Human	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03434	TPO, His, Human	Human	10 µg, 50 µg, 500 µg, 1 mg
Z03175	TPO, Mouse	Mouse	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03025	IL-18, Rat	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02986	IFN-γ, Human(CHO-expressed)	Human	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02982	IFN-γ, Rat (CHO-expressed)	Rat	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z02916	IFN-γ, Mouse	Mouse	20 µg, 100 µg, 500 µg, 1 mg



扫一扫！
获取全部细胞因子产品列表



扫一扫！
获取全部生长因子产品列表

05

抗体

- 标签抗体
- 抗独特型抗体
- 抗 VHH 抗体
- 抗 scFv 抗体

标签抗体

蛋白标签是利用 DNA 体外重组技术与目的蛋白一起融合表达的多肽或蛋白。蛋白标签的应用使得目的蛋白的检测与纯化变得便捷。常见的蛋白标签有 His、GST、Flag、cMyc、HA、V5 和 Strep II。金斯瑞提供 70+ 高质量的标签抗体，涵盖 20 多种蛋白标签。每个抗体都经过预验证适用于多种免疫分析实验，例如，蛋白质印迹分析、免疫沉淀、免疫荧光和亲和纯化。



裸抗和多种标记物可选



高特异性和灵敏度



丰富的验证数据

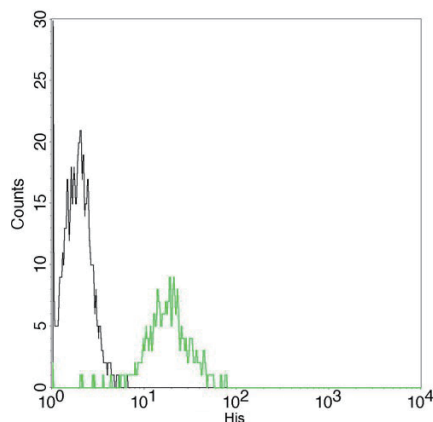
常用标签抗体选择指南

标签	抗体类型	未标记	标记					
			HRP	Biotin	FITC	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647
His	mAb, Mouse	A00186	A00612	A00613	A01620	A01800	A01801	A01802
	mAb, Rabbit	A01857						
	pAb, Rabbit	A00174		A00205				
Strep II	mAb, Mouse	A01732	A01742	A01737	A01736			
	pAb, Rabbit	A00626	A00875					
Flag	mAb, Mouse	A00187	A01428	A01429	A01632	A01809	A01810	A01811
	mAb, Rabbit	A01868	A01869	A01870	A01871			
	pAb, Rabbit	A00170						
GST	mAb, Mouse	A00865	A00866	A00867				
	pAb, Rabbit		A00130					
HA	mAb, Mouse	A01244	A01296		A01621	A01806		A01808
	mAb, Rabbit	A01963		A02002				
V5	mAb, Mouse	A01724	A01733	A01735		A01803	A01804	A01805
	pAb, Rabbit	A00623	A00877					
c-Myc	mAb, Mouse	A00704	A00863	A00864				
	pAb, Rabbit	A00172	A00173					

*金斯瑞可为客户提供基于产品的不同类型的定制化偶联

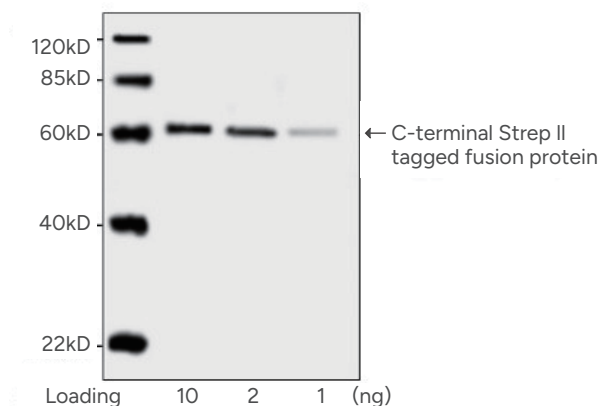
应用案例

► 超高特异性



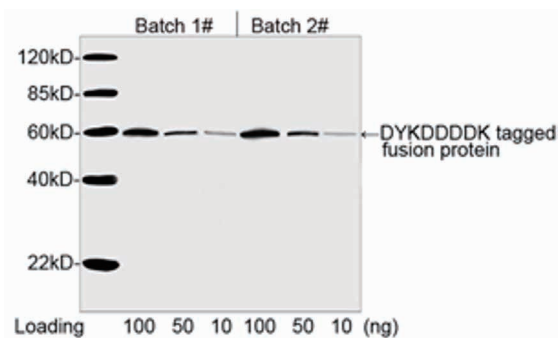
非转染或 His 融合基因转染的 CHO 细胞进行流式细胞术分析，使用 THE™ His Tag Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A00186)（分别为黑色和绿色）。信号通过 FITC 标记的山羊抗小鼠 IgG 进行显色。

► 高灵敏度



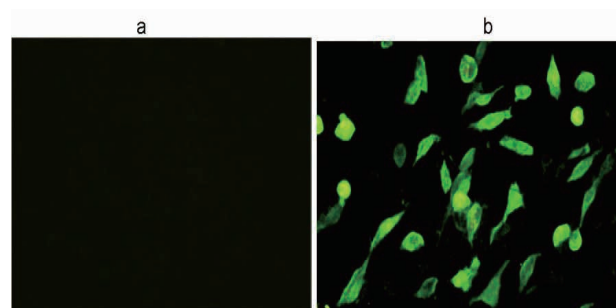
使用 THE™ NWSHPQFEK 标签抗体，单克隆抗体，小鼠 (GenScript, A01732, 0.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 对 C 端 Strep II 标签融合蛋白进行蛋白质印迹分析。信号通过 IRDye™ 800 标记的亲和纯化山羊抗小鼠 IgG 进行显色。

► 出色的批次间一致性



通过蛋白质印迹分析对 THE™ DYKDDDDK 标签抗体，单克隆抗体，小鼠 (GenScript, A00187, 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 批次 1# 和 2# 进行一致性分析，结果显示各批次间信号保持一致。实验使用了 DYKDDDDK 标签的融合蛋白。一抗为两批次的 THE™ DYKDDDDK 标签抗体，单克隆抗体，小鼠 (GenScript, A00187)，浓度为 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。二抗为 IRDye™ 800 标记的山羊抗小鼠 IgG。

► 经验证的广泛应用



使用 THE™ His 标签抗体 [iFluor 488]，单克隆抗体，小鼠 (A01800-100, 4 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 对非转染的 CHO 细胞 (a) 或 His 标签蛋白转染的 CHO 细胞 (b) 进行免疫细胞化学/免疫荧光分析。

相关产品

标签蛋白分离纯化

产品类型	产品名称	产品编号
Resin	Ni-IDA Resin	L00223I
	Ni Resin FF	L00465
	High Affinity Ni-Charged Resin FF	L00666
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin	L00766
	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	L00432
	Anti-DYKDDDDK Affinity Resin Easy	L00907
	Glutathione Resin	L00206
Magnetic Beads	Ni-charged MagBeads	L00295
	AmMag™ Ni Magnetic Beads	L00776
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	L00835
	Glutathione MagBeads	L00895
Kit	GST Fusion Protein Purification Kit	L00207

标签蛋白检测

产品编号	产品名称
L00436	His Tag ELISA Detection Kit
L01010	His Tag ELISA Detection Kit (384-Well Plate)
L00440B	His Tag Antibody Plate (black, 96 wells, non-removable)
L00440C	His Tag Antibody Plate (clear, 8 wells × 12 strips)
L00440W	His Tag Antibody Plate (white, 96 wells, non-removable)
L00455B	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (black, 96 wells, non-removable)
L00455C	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (clear, 8 wells × 12 strips)
L00455W	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (white, 96 wells, non-removable)
L00411	GST tag ELISA Detection Kit

标签去除

产品类型	产品名称	产品编号
Enterokinase (EK)	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	Z03376
	Enterokinase, His, Bovine	Z03004
	Enterokinase Animal-Free, His, Bovine	Z03747
TEV	TEV Protease, His	Z03030
	TEV Protease Animal-Free, His	Z03749
PreScission/3C	PreScission Protease	Z02799
	HRV-3C Protease, His Tag	Z03092
	3C protease Animal-Free, His	Z03748
SUMO	SUMO Protease Animal-Free, His	Z03691

抗独特型抗体

抗独特型抗体 (Anti-idiotypic antibody, Anti-ID Abs) 是针对抗体可变区的抗原决定簇 (独特型) 产生的特异性抗体。抗独特型抗体可作为免疫原性 (Immunogenicity) 分析的重要参照, 也被广泛用于临床前研究和临床开发中抗体药物含量的测定 (包括: 游离型、结合型和总量), 是药代动力学 (PK) 和药效动力学 (PD) 分析的重要试剂。GenScript 可提供多种类型的针对重磅药物的抗独特型抗体, 助力仿制药、ADC 和双抗的开发。

应用

- 药代动力学 (Pharmacokinetics, PK) 研究: 用于检测样本中的抗体药浓度
- 免疫原性 (Immunogenicity) 研究: 用作抗药物抗体检测的阳性对照

特色

01

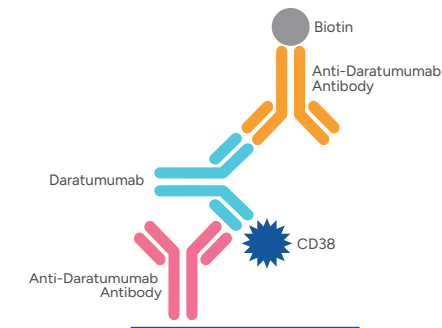
高特异性
在检测和区分结构与分析物相似的底物时表现出极高的特异性

02

多种类型可选
提供阻断型和非阻断型两种选择, 同时涵盖单克隆抗体和多克隆抗体

03

高亲和力
经过生物层干涉 (BLI) 和表面等离子共振 (SPR) 验证, 确保高亲和力

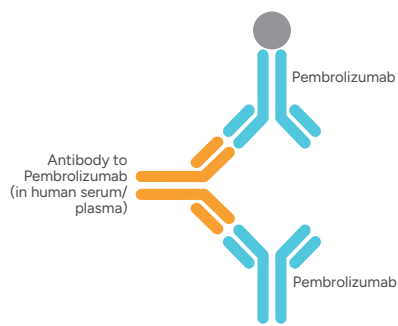


达雷妥尤单抗 (Daratumumab) 的 PK 检测原理图

用小鼠抗 Daratumumab 单克隆抗体 (A01996) 作为捕获抗体, 用偶联生物素的小鼠抗 Daratumumab 单克隆抗体 (A01997) 作为检测抗体。

灵敏度	39 pg/mL
检测范围	78-1250 pg/mL
测试样品	人的血清/血浆, 小鼠的血清/血浆

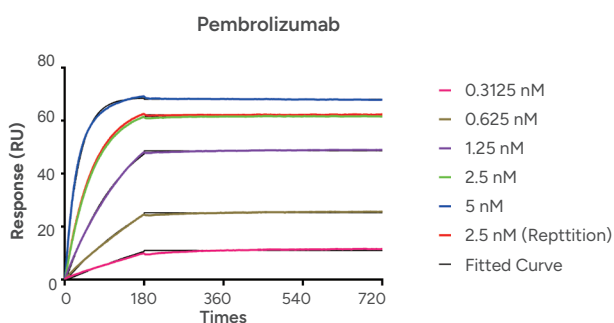
抗独特型抗体



帕博利珠单抗 (Pembrolizumab) 用于免疫原性检测的原理图

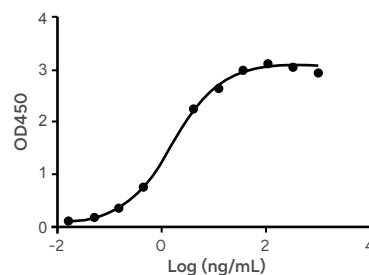
用兔抗 Pembrolizumab 多克隆抗体 (A01846) 作为含抗药抗体的血清/血浆样品的阳性对照，绘制标准曲线。

灵敏度	0.20 ng/mL
检测范围	1.56-100 ng/mL
测试样品	人血清/血浆 (EDTA 抗凝)，小鼠血清，大鼠血清/血浆 (肝素抗凝)，兔血清/血浆 (肝素抗凝)



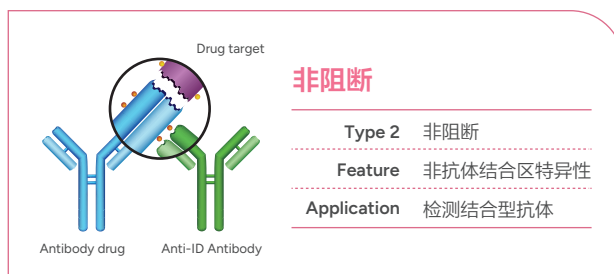
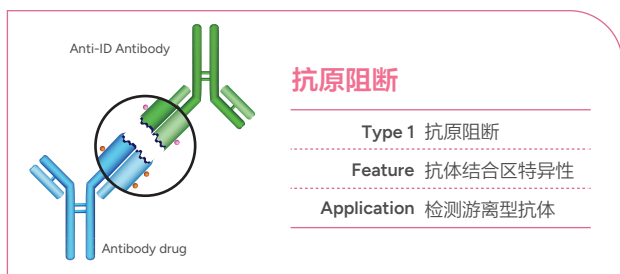
MonoRab™ 兔抗 Pembrolizumab 单克隆抗体
(Clone ID: 90G12F8) (Cat. No. A01853)
亲和力 $K_d < 10^{-12}$ M

Clone 194D7 ELISA binding with Rituximab



MonoRab™ 兔抗 Rituximab 单克隆抗体 (Clone ID: 194D7)
(Cat. No. A01943-40): 从 1,000 ng/mL 起稀释
包被抗原: Rituximab, 1 μ g/mL
 $EC_{50} = 1.618$ ng/mL

产品类型



产品列表

金斯瑞开发了 100 多种抗独特型抗体产品，涵盖 41+ 个热门上市单抗药物。

PK研究抗体对

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	捕获抗体	检测抗体 -非标记	检测抗体 -Biotin标记
CD20	Anti-Obinutuzumab	mAb, Mouse	A01945-40	A01946-40	A01947-40
		mAb, Rabbit	A01966-40	A01967-40	
	Anti-Rituximab	mAb, Mouse	A01969-40	A01970-40	A01971-40
		mAb, Rabbit	A01942-40	A01943-40	A01944-40
	Anti-Ocrelizumab	mAb, Rabbit	A02258-40		
		mAb, Rabbit	A02259-40		
CD38	Anti-Daratumumab	mAb, Mouse	A01996-40	A01997-40	
Complement Protein C5	Anti-Eculizumab	mAb, Mouse	A02115-40	A02116-40	
CTLA-4	Anti-Ipilimumab	mAb, Mouse	A01859-40	A01961-40	A01858-40
CTLA-4-Fc	Anti-Abatacept	mAb, Mouse	A02262-40		
		mAb, Mouse	A02263-40		
EGF Receptor	Anti-Cetuximab	mAb, Mouse	A01939-40	A01938-40	
		mAb, Rabbit	A01991-40	A01992-40	
	Anti-Panitumumab	mAb, Mouse	A02100-40	A02099-40	
HER2	Anti-Pertuzumab	mAb, Mouse	A02150-40	A02151-40	
		mAb, Mouse	A02150-40	A02208-40	
		mAb, Mouse	A02209-40	A02151-40	
	Anti-Trastuzumab	mAb, Mouse	A02032-40	A02033-40	
Human IgE	Anti-Omalizumab	mAb, Mouse	A02095-40	A02151-40	
IL-12 & IL-23	Anti-Ustekinumab	mAb, Mouse	A02118-40	A02033-40	
IL-23	Anti-Risankizumab	mAb, Rabbit	A02321-40	A02322-40	
IL-17A	Anti-Secukinumab	mAb, Mouse	A02152-40	A02153-40	
	Anti-Ixekizumab	mAb, Rabbit	A02264-40	A02265-40	
IL-4Rα	Anti-Dupilumab	mAb, Mouse	A02098-40	A02097-40	
IL-6 Receptor	Anti-Tocilizumab	mAb, Mouse	A01978-40	A01979-40	A01980-40
	Anti-Sarilumab	mAb, Mouse	A02042-40	A02043-40	
PD-1	Anti-Nivolumab	mAb, Mouse	A01847-40	A01965-40	A01848-40
		mAb, Rabbit		A01988-40	A01989-40
	Anti-Pembrolizumab	mAb, Rabbit	A02008-40	A02007-40	
PD-L1	Anti-Atezolizumab	mAb, Mouse	A01948-40	A01949-40	A01950-40
		mAb, Rabbit	A01984-40	A01985-40	A01986-40
	Anti-Avelumab	mAb, Mouse	A02121-40	A02120-40	
RANK Ligand	Anti-Denosumab	mAb, Mouse	A02101-40	A02102-40	
RSV F	Anti-Palivizumab	mAb, Mouse	A02112-40	A02111-40	
TNF alpha	Anti-Adalimumab	mAb, Mouse	A01954-40	A01955-40	A01956-40
		mAb, Rabbit	A01921-40	A01922-40	
	Anti-Etanercept	mAb, Mouse	A02114-40	A02113-40	
	Anti-Infliximab	mAb, Mouse	A02040-40	A02041-40	
	Anti-Certolizumab	mAb, Rabbit	A02268-40	A02269-40	

PK研究抗体对

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	捕获抗体	检测抗体 -非标记	检测抗体 -Biotin标记
TNF alpha	Anti-Adalimumab	mAb, Mouse	A01954-40	A01955-40	A01956-40
		mAb, Rabbit	A01921-40	A01922-40	
	Anti-Etanercept	mAb, Mouse	A02114-40	A02113-40	
	Anti-Infliximab	mAb, Mouse	A02040-40	A02041-40	
	Anti-Certolizumab	mAb, Rabbit	A02268-40	A02269-40	
VEGF-A	Anti-Bevacizumab	mAb, Mouse	A01975-40	A01976-40	A01977-40
		mAb, Rabbit	A01895-40	A01962-40	A01896-40
		/	A02185-40 (mAb, Mouse)	A01962-40 (mAb, Rabbit)	A01896-40 (mAb, Rabbit)
	Anti-Ranibizumab	mAb, Mouse	A02035-40	A02036-40	
BCMA×CD3	Anti-Teclistamab	mAb, Mouse	A02253-40	A02254-40	
Claudin 18.2	Anti-Zolbetuximab	mAb, Mouse	A02260-40	A02261-40	
Integrin $\alpha_4\beta_7$	Anti-Vedolizumab	mAb, Rabbit	A02324-40	A02325-40	
		mAb, Rabbit	A02326-40		
CD19	Anti-FMC63	mAb, Rabbit	A02327-100		
		mAb, Rabbit	A02330-100		

免疫原性分析抗体

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	产品编号
CD20	Anti-Obinutuzumab	pAb, Rabbit	A01933-40
	Anti-Rituximab	pAb, Rabbit	A01918-40
CD274	Anti-Durvalumab	pAb, Rabbit	A02010-40
EGF Receptor	Anti-Cetuximab	pAb, Rabbit	A01993-40
	Anti-Panitumumab	pAb, Rabbit	A02063-40
IL-12 & IL-23	Anti-Ustekinumab	pAb, Rabbit	A02123-40
IL-6 Receptor	Anti-Tocilizumab	pAb, Rabbit	A01932-40
	Anti-Sarilumab	pAb, Rabbit	A02122-40
PD-1	Anti-Nivolumab	pAb, Rabbit	A01931-40
RSV F	Anti-Pembrolizumab	pAb, Rabbit	A01846-40
	Anti-Palivizumab	pAb, Rabbit	A02064-40
TNF alpha	Anti-Adalimumab	pAb, Rabbit	A01886-40
	Anti-Golimumab	pAb, Rabbit	A02093-40
	Anti-Infliximab	pAb, Rabbit	A02061-40
VEGF-A	Anti-Bevacizumab	pAb, Rabbit	A01887-40
	Anti-Ranibizumab	pAb, Rabbit	A02037-40

助力纳米抗体研究 — MonoRab™ 抗 VHH 纳米抗体

VHH 纳米抗体在基因工程改造上具有高灵活性，可以被定制为单价、双价、双特异性乃至多价抗体，为靶向治疗提供了无限可能。在医学诊断和治疗领域，VHH 纳米抗体的应用价值日益凸显，特别是在肿瘤治疗和分子影像学方面展现出巨大潜力。

金斯瑞基于专有的杂交瘤细胞技术平台 MonoRab™，相继研发出了一系列抗纳米抗体产品（Anti-VHH 抗体）。作为全球首家纳米抗体供应商，金斯瑞致力于为鉴定目标特异性的纳米抗体提供高性能工具。

产品特点

卓越的特异性

与小鼠、大鼠、兔子、山羊和人类免疫球蛋白无交叉反应，使其能够用于检测不同物种的血液样本

广泛的适用性

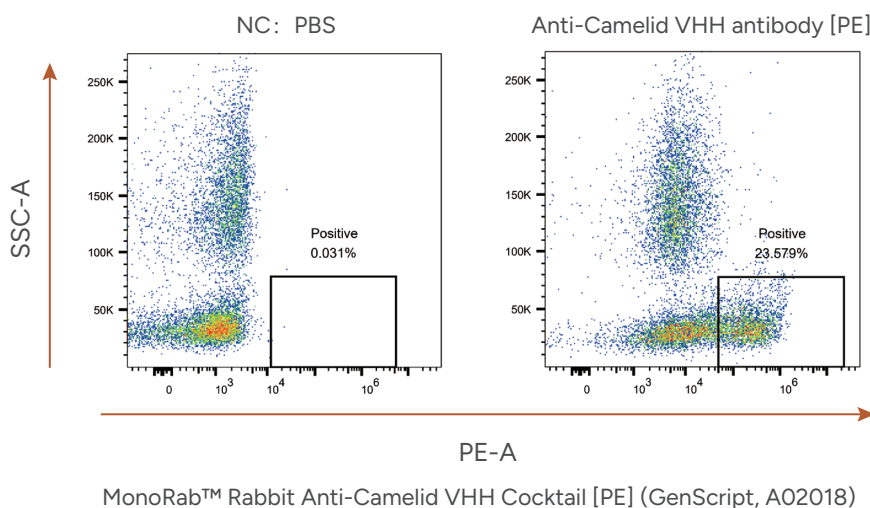
能够识别骆驼科和人源化的 VHHs

高品质和一致性

重组单抗工艺确保高质量、高性能

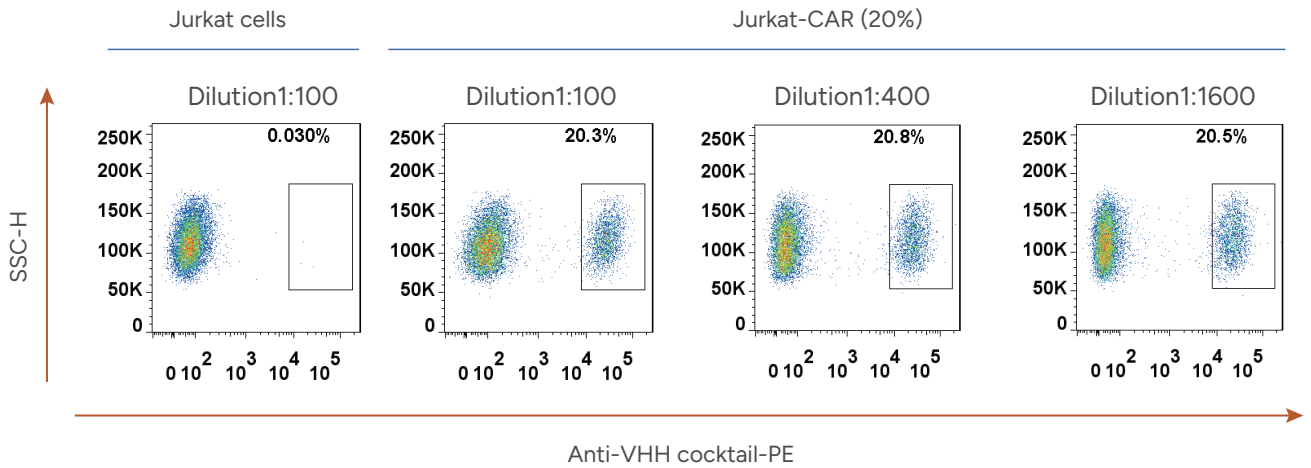
应用案例：分选表达 VHH 的 PBMC

流式细胞分选非免疫骆驼中 VHH+PBMCs。结果所示，VHH+PBMC 的数量约为 23.579%，与理论值一致。表明金斯瑞 Anti-VHH 抗体对 VHH+PBMC 具有较高的特异性，可用于 VHH+PBMC 的分选。



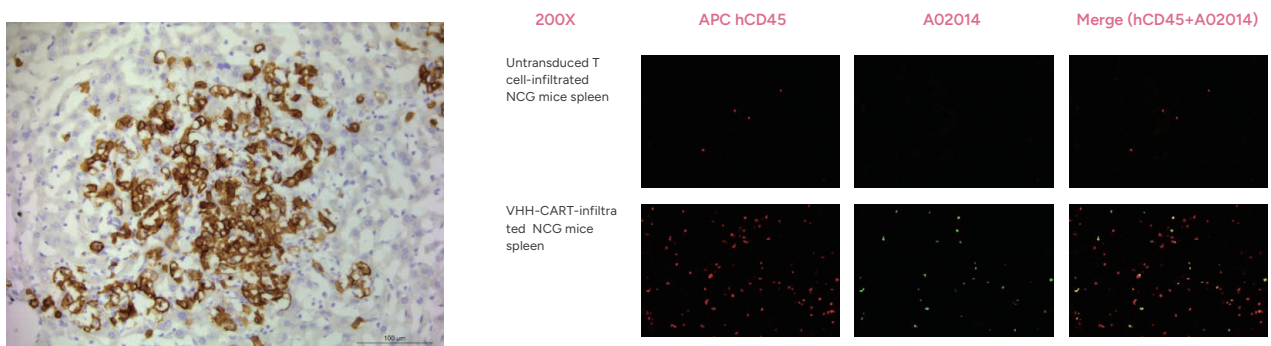
应用案例：CAR-T 细胞表征

流式细胞术检测不同稀释比例的 Anti-VHH 抗体对 Jurkat 细胞（包含 20% 表达 VHH 的 Jurkat-CAR 细胞）的结合活性。结果显示金斯瑞 Anti-VHH 抗体能够特异性结合表达 VHH 的 Jurkat-CAR 细胞。因此，该抗体可用于表达 VHH CAR-T 细胞的确认和检测。



应用案例：CAR-T 细胞定位

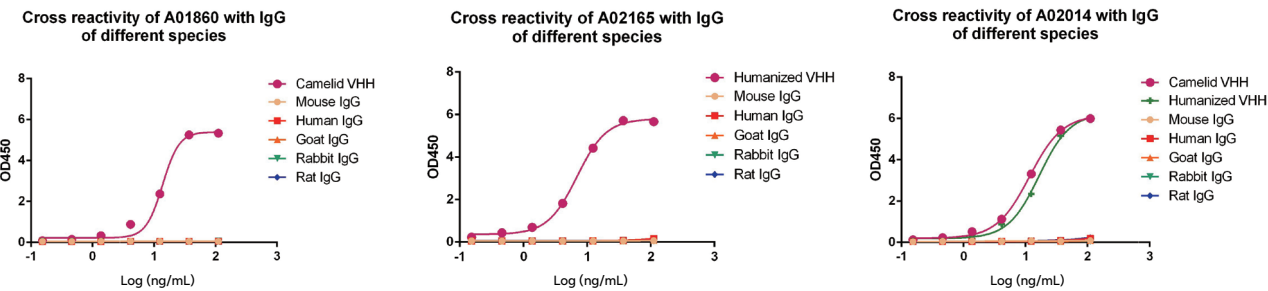
共聚焦图像显示，浸润在 NCG 小鼠脾组织且转导 VHH 的 CAR-T 细胞表现出阳性信号，未转导 VHH 的浸润 T 细胞表现出阴性信号。表明 Anti-VHH 抗体可用于转导 VHH 的 CAR-T 细胞定位。



一抗：MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail (GenScript, A02014)
 二抗：Anti-Rabbit IgG (H+L) [Alexa Fluor 488] (绿色)
 APC 标记的 hCD45 单抗用于检测所有注射的 T 细胞 (红色)

应用案例：Anti-VHH 抗体与其他物种无交叉性

三种 Anti-VHH 抗体对小鼠、大鼠、兔、山羊和人 IgG 均没有交叉识别，可在多种基质中用于药物的定量分析检测。



Anti-VHH 抗体选择指南

Antibody Description	Species Specificity	Unconjugated	Conjugated						
			HRP	Biotin	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647	PE	FITC
Anti-Camelid VHH,mAb	Llama, Camel,Alpaca	A01860	A01861	A01995	A01862	A01863	A01994	A02227	A02226
Anti-Humanized VHH,mAb	Humanized, Llama,Camel, Alpaca	A02165	A02167	A02166	A02168	A02169	A02170	A02171	A02172
Anti-Camelid VHH,mAb Cocktail	Llama, Camel,Alpaca	A02014	A02016	A02015	A02021	A02020	A02019	A02018	A02017

Anti-VHH 衍生产品

产品编号	产品名称
L00905	MonoRab™ Anti-Camelid VHH Affinity Resin
L00946	MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Antibody Plate (Clear, 8×12 strip)
L00951	MonoRab™ Anti-Humanized VHH Affinity Resin FF
L01008	MonoRab™ Rabbit Anti-VHH Microbeads
L01033	VHH Affinity Ligand ELISA kit
L01034	MonoRab™ Anti-VHH Affinity Magnetic Beads

抗 VHH 抗体

助力单链抗体研究 — MonoRab™ 抗 scFv 抗体

单链抗体 (scFv) 是一种基因工程改造后的重组抗体, 由抗体的重链可变区 (VH) 和轻链可变区 (VL) 通过柔性肽链 (如 G4S 或 whitlow/218) 连接组成。scFv 具有多种优点, 例如分子量小、穿透力强和特异性高, 在靶向治疗, 成像诊断和生物检测领域中有广泛的应用。

金斯瑞在抗体研发工具试剂领域深耕多年, 此前开发的抗纳米抗体 (Anti-VHH 抗体) 获得了业界一致好评。目前, 金斯瑞又在全球率先供应 Anti-scFv 抗体, 该抗体通过特异性结合 scFv 的保守序列, 可应用于 scFv 的检测及基于 scFv 的 CAR-T 细胞表征, 助力您在单链抗体领域的研究。



高适用性

可特异性识别不同来源、不同连接顺序、不同 linker 的 scFv 以及不同形式的基于 scFv 的双特异性抗体和 CAR-T 细胞



高灵敏度

在较低滴度下可通过流式细胞术准确检测 CAR-T 细胞阳性率; 可检测到溶液中较低含量的 scFv



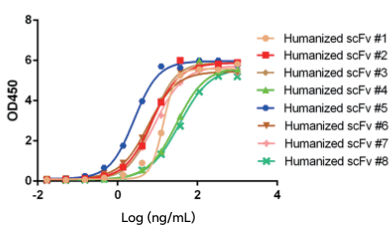
非抗原结合阻断

结合 scFv 后, 不影响 scFv 对其靶抗原的结合

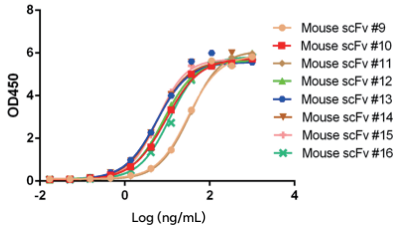
应用案例：高适用性

Anti-scFv 抗体可特异性识别不同来源、不同靶点的 scFv 及不同形式的基于 scFv 的双特异性抗体。

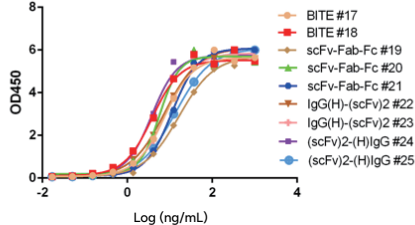
Binding Compatibility with Humanized scFvs



Binding Compatibility with Mouse scFvs

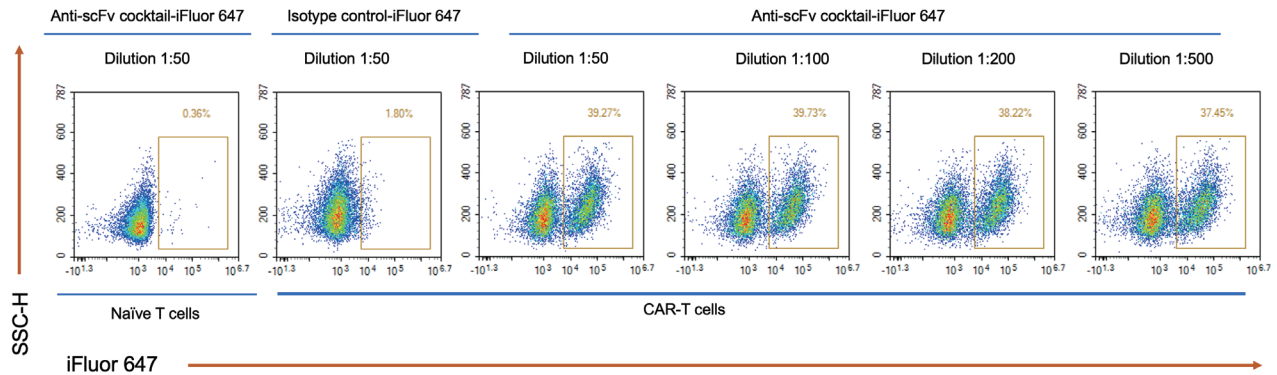


Binding Compatibility with Bispecific Antibodies



应用案例：CAR-T 细胞表征

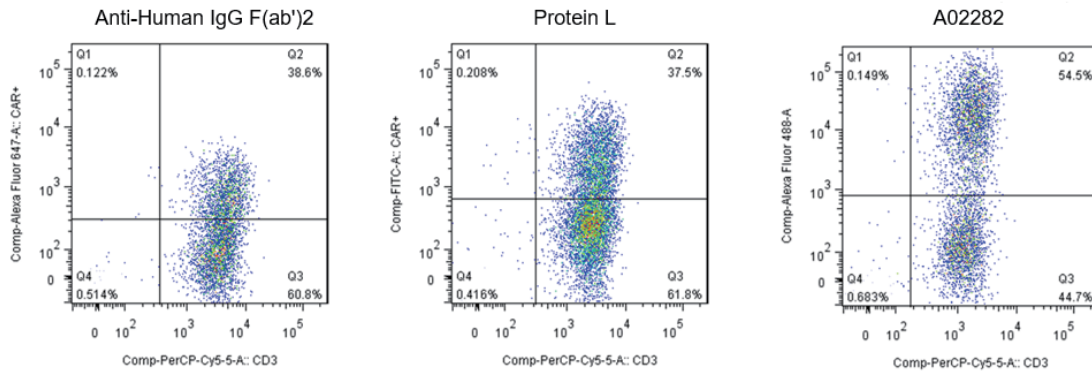
流式细胞术结果显示不同稀释比例的 Anti-scFv 抗体均能准确检测 CAR-T 细胞的阳性率，且对T细胞表现出极低的非特异性结合，因此该抗体可用于 CAR-T 细胞的表征。



抗 scFv 抗体

应用案例：不同 CAR-T 表征方法比较

流式细胞术结果显示 Anti-scFv 抗体相比于 Protein L 和 Anti-Fab 抗体具有更优的细胞分群效果和更高的检出率。



Anti-scFv 抗体选择指南

Antibody Description	Unconjugated	Biotin	FITC	PE	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647	HRP
			Ex=491 nm Em=516 nm	Ex=565 nm Em=574 nm	Ex=491 nm Em=516 nm	Ex=557 nm Em=570 nm	Ex=656 nm Em=670 nm	
MonoRab™ Rabbit Anti-scFv Cocktail	A02282	A02283	A02284	A02285	A02286	A02287	A02288	A02289
Anti-scFv Antibody Cocktail (Min X)*		A02303		A02315	A02304		A02305	A02306

*Anti-scFv antibody Cocktail (Min X) 对人 IgG，小鼠 IgG，山羊 IgG 和兔 IgG 无交叉反应。

相关产品

Product Type	Species Specificity	Unconjugated	Conjugated						
			HRP	Biotin	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647	PE	FITC
Anti-Camelid VHH, mAb	Llama, Camel, Alpaca	A01860	A01861	A01995	A01862	A01863	A01994	A02227	A02226
Anti-Humanized VHH, mAb	Humanized, Llama, Camel, Alpaca	A02165	A02167	A02166	A02168	A02169	A02170	A02171	A02172
Anti-Camelid VHH, mAb Cocktail	Llama, Camel, Alpaca	A02014	A02016	A02015	A02021	A02020	A02019	A02018	A02017

06

稳定细胞系

- GPCR 细胞系
- Fc 受体细胞系
- 免疫检查点细胞系
- ADC 靶点细胞系
- 报告基因靶点细胞系
- 细胞系相关试剂盒

稳定细胞系产品

功能细胞系在生物制剂的整个生命周期中扮演着关键角色，从早期药物研发，到先导分子的特性优化，再到质量控制和批次放行测试。GenScript 推出了 500 多种稳定细胞系产品，以加速生物药的研究和开发。

产品类别

GPCR 细胞系

Fc 受体细胞系

免疫检查点细胞系

ADC 靶点细胞系

报告基因细胞系

细胞系相关试剂盒

检测方法

钙流检测

cAMP 检测

IP-1 检测

化学发光法

FACS

产品特点



合规授权

宿主细胞（包括但不限于 CHO-K1, HEK293, HT1080, Jurkat）来源清晰，支持全球商业化使用



性能稳定

单克隆衍生的，可重复性的细胞产品



高稳定性

细胞产品稳定性 ≥ 20 代

GPCR 细胞系

GPCR（G蛋白偶联受体）具有 7 次跨膜结构，通过与配体结合激活下游信号通路，参与免疫调节、感觉传递、肿瘤生长等多种生理和病理过程。金斯瑞提供种类丰富的 GPCR 稳定细胞系，帮助客户快速完成药物筛选，疾病机制研究。

产品特点



产品种类多
最全 GPCR 细胞库



多种检测形式
钙流/cAMP/IP-1/报告基因等



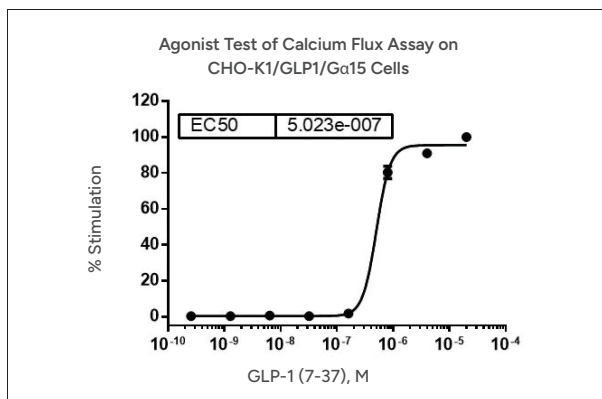
性能稳定
可重复性高

GPCR 受体家族

Control / Parental cell lines	5-Hydroxytryptamine	Acetylcholine	Adenosine
Adrenoceptors	Angiotensin	Apelin	Bile acid
Bombesin	Bradykinin	Calcitonin	Calcium-sensing
Cannabinoid	Chemerin	Chemokine	Cholecystokinin
Class A Orphan	Complement peptide	Corticotropin-releasing factor	Dopamine
Endothelin	Formylpeptide	Free Fatty Acid	Galanin
Ghrelin	Glucagon	Gonadotropin-releasing hormone	Histamine
Hydroxycarboxylic acid	Kisspeptin receptor	Leukotriene	Lysophospholipid (LPA)
Melanin-concentrating hormone	Melanocortin	Melatonin	Metabotropic glutamate
Motilin	Neuromedin U	Neuropeptide S	Neuropeptide Y
Neurotensin	Neuropeptide FF/AF	Opioid	Orexin
Oxoglutarate	P2Y	Parathyroid hormone	Peptide P518
Platelet-activating factor	Prolactin releasing peptide	Prostanoid	Protease activated
Somatostatin	Tachykinin	Thyrotropin releasing hormone	Urotensin
Vasopressin and Oxytocin	VIP and PACAP		

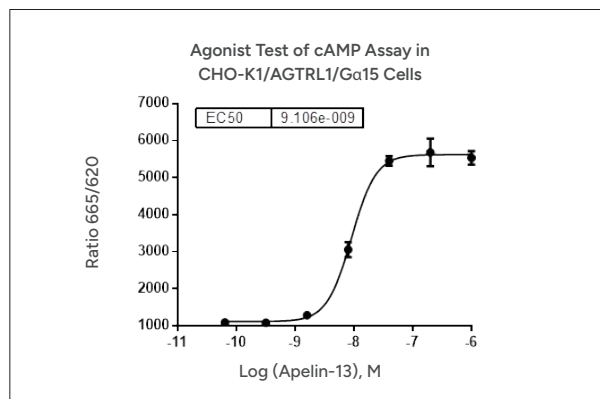
验证数据

● 钙流检测



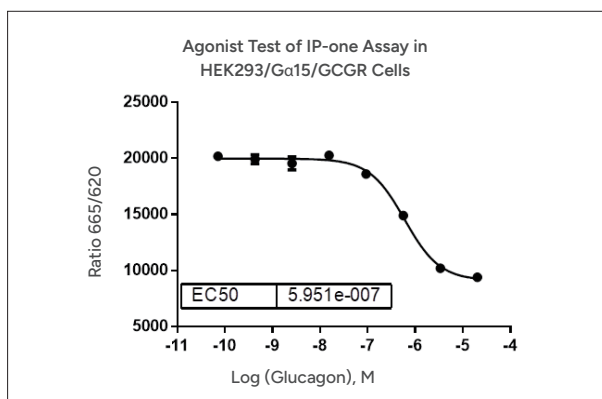
CHO-K1/GLP1R/Gα15 (货号: M00451) 细胞的钙流剂量曲线

● cAMP 检测



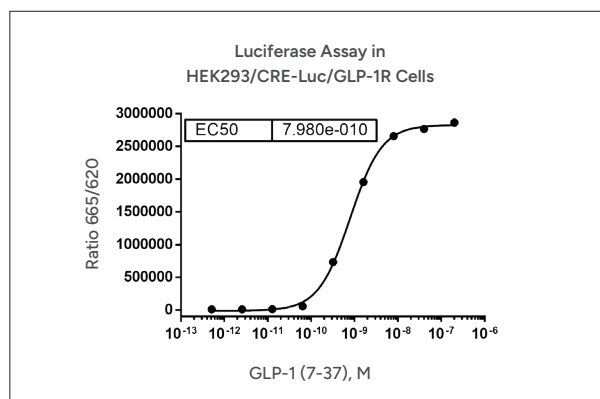
CHO-K1/AGTRL1/Gα15 (货号: M00245) 细胞的 cAMP 剂量曲线

● IP-1 检测



HEK293/Gα15/GCGR (货号: M00422) 细胞的 IP-1 剂量曲线

● 化学发光检测



HEK293/CRE-Luc/GLP1R (货号: M00562) 细胞的化学发光剂量曲线

GPCR 产品列表（节选）

受体	产品名称	产品编号
AGTRL1	CHO-K1/AGTRL1/Gα15 Stable Cell Line	M00245
AMY1	CHO-K1/Gα15/AMY1 Stable Cell Line	M00557
AMY2	CHO-K1/Gα15/AMY2 Stable Cell Line	M00558
AMY3	CHO-K1/Gα15/AMY3 Stable Cell Line	M00559
MRGPRX2	CHO-K1/MRGPRX2 Stable Cell Line	M00425
GLP1R	CHO-K1/GLP1R/Gα15 Stable Cell Line	M00451
GLP1R	HEK293/CRE-Luc/GLP1R Stable Cell Line	M00562
GLP2R	CHO-K1/GLP2R/Gα15 Stable Cell Line	M00307
GCGR	CHO-K1/GCGR/Gα15 Stable Cell Line	M00345
GCGR	HEK293/GCGR/Gα15 Stable Cell Line	M00422
GIPR	CHO-K1/GIP/Gα15 Stable Cell Line	M00486
M1	CHO-K1/M1 Stable Cell Line	M00185
M2	CHO-K1/M2/Gα15 Stable Cell Line	M00258
M3	CHO-K1/M3 Stable Cell Line	M00259
M4	CHO-K1/M4/Gα15 Stable Cell Line	M00238
M5	CHO-K1/M5 Stable Cell Line	M00186

更多产品列表请扫描二维码



Fc 受体细胞系

Fc 受体可特异性结合抗体 Fc 段，参与免疫调节、抗原呈递等机制。利用细胞系开发平台，GenScript 开发了表达不同类别 Fc 受体 (FcRs) 和新生儿 Fc 受体 (FcRn) 的单克隆衍生 CHO-K1 细胞系产品。

产品特点

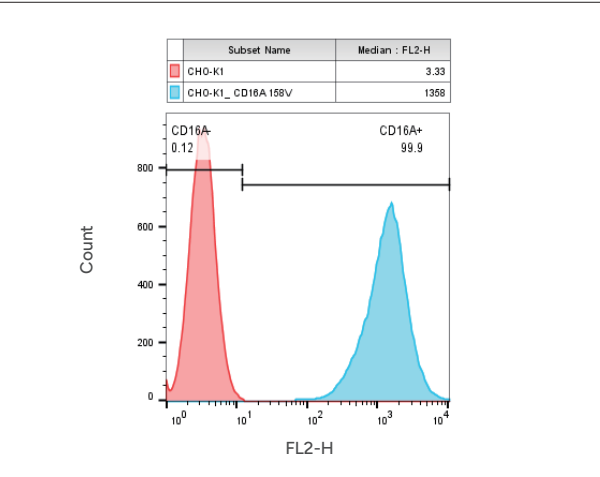


数量多
涵盖 10 个常见的 FcR 细胞系

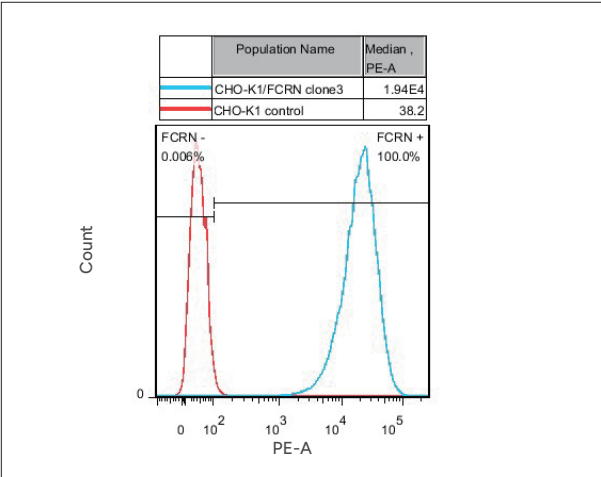


表达量高
靶点表达量超 > 100 倍

验证数据



CHO-K1/CD16A 158V (货号: M00597) 细胞上 CD16A 158V 的 FACS 分析



CHO-K1/FcRn (货号: M00603) 细胞上 FcRn 的 FACS 分析

Fc 受体产品列表

靶点	产品名称	产品编号
CD16A	CHO-K1/CD16A 158F Stable Cell Line	M00586
	CHO-K1/CD16A 158V Stable Cell Line	M00597
CD16B	CHO-K1/CD16B NA1 Stable Cell Line	M00602
	CHO-K1/CD16B NA2 Stable Cell Line	M00999
CD32A	CHO-K1/human CD32A 131His Stable Cell Line	M00598
	CHO-K1/CD32A 131Arg Stable Cell Line	M00887
CD32B	CHO-K1/CD32B Ile232 Stable Cell Line	M00587
	CHO-K1/CD32B 232Thr Stable Cell Line	M00600
CD32C	CHO-K1/CD32C 13Gln Stable Cell Line	M00601
CD64	CHO-K1/CD64 Stable Cell Line	M00588
FcRn	CHO-K1/FcRn Stable Cell Line	M00603

免疫检查点细胞系

免疫检查点是免疫系统中的调节分子，可抑制或激活免疫反应。它们在维持免疫平衡、防止自身免疫病中起关键作用，也是肿瘤免疫治疗的重要靶点。金斯瑞开发了一系列常见的人类、小鼠和食蟹猴来源的共抑制和共刺激免疫检查点的细胞产品，以加速免疫疗法的发现。

产品特点

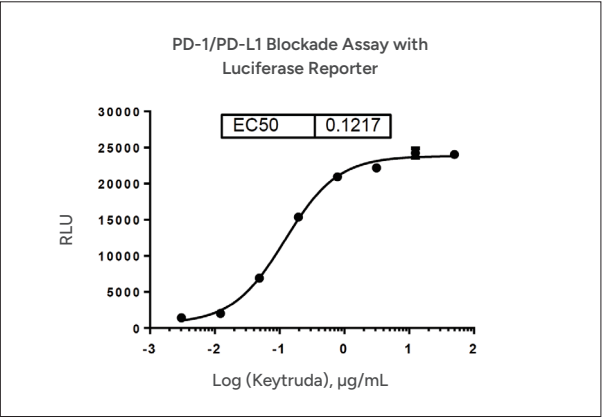


数量多
涵盖多个种属（人、鼠和食蟹猴等）

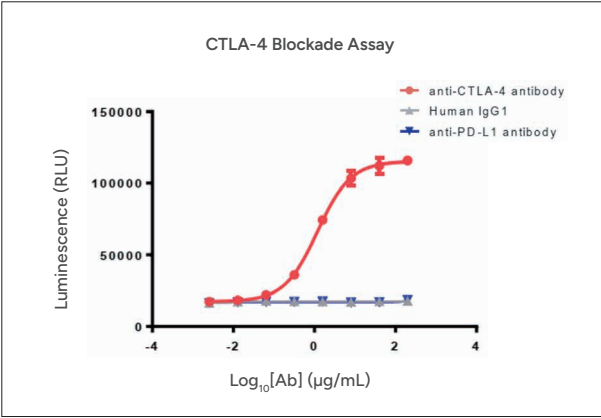


表达量高
FACS 验证

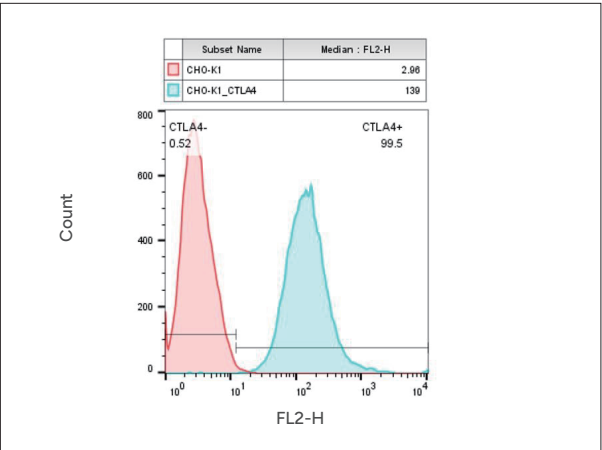
验证数据



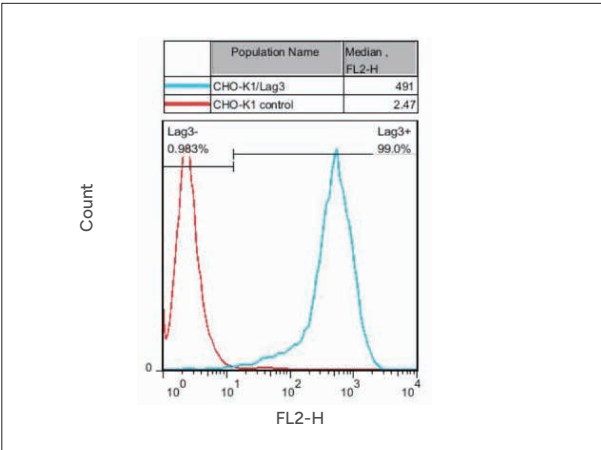
将 PD-L1 效应细胞（货号：M00612）和 PD-1 靶细胞（货号：M00613）与 PD-1 抗体孵育后得到的剂量曲线



生物测定法测定抗 CTLA-4 抗体的抑制活性



CHO-K1/CTLA4（货号：M00530）细胞上 CTLA4 的 FACS 分析



CHO-K1/Lag3（货号：M00532）细胞上 Lag3 的 FACS 分析

免疫检查点产品列表（节选）

靶点	产品名称	产品编号
PD-1	CHO-K1/PD-1 Stable Cell Line	M00529
	CHO-K1/cyno PD-1 Stable Cell Line	M00572
	CHO-K1/ mouse PD-1 Stable Cell Line	M00552
	Jurkat/NFAT-Luc_PD-1 Stable Cell Line	M00612
PD-L1	CHO-K1/aAPC PD-L1 Stable Cell Line	M00613
	HEK293/PD-L1 Stable Cell Line	M00544
	CHO-K1/mouse PD-L1 Stable Cell Line	M00567
	CHO-K1/cyno PD-L1 Stable Cell Line	M00573
4-1BB	CHO-K1/4-1BB Stable Cell Line	M00538
	CHO-K1/Mouse 4-1BB Stable Cell Line	M00568
	CHO-K1/Cyno 4-1BB Stable Cell Line	M00569
CTLA4	CHO-K1/CTLA4 Stable Cell Line	M00530
	CHO-K1/mouse CTLA4 Stable Cell Line	M00570
	CHO-K1/cyno CTLA4 Stable Cell Line	M00571
VISTA	CHO-K1/Mouse VISTA Stable Cell Line	M00633
	CHO-K1/Cyno VISTA Stable Cell Line	M00634
	CHO-K1/VISTA Stable Cell Line	M00533

更多产品列表请扫描二维码



ADC 靶点细胞系

ADC 是一种新型的靶向治疗策略，通过将单克隆抗体与细胞毒性药物连接在一起，能够特异性地识别并杀伤癌细胞。在研究和开发 ADC 疗法的过程中，靶点细胞系可以进行体外实验，评估 ADC 的结合能力、内化效率及其对细胞的杀伤效果。金斯瑞开发了一系列 ADC 靶点的细胞产品，致力于推动 ADC 药物的开发。

产品特点



数量多

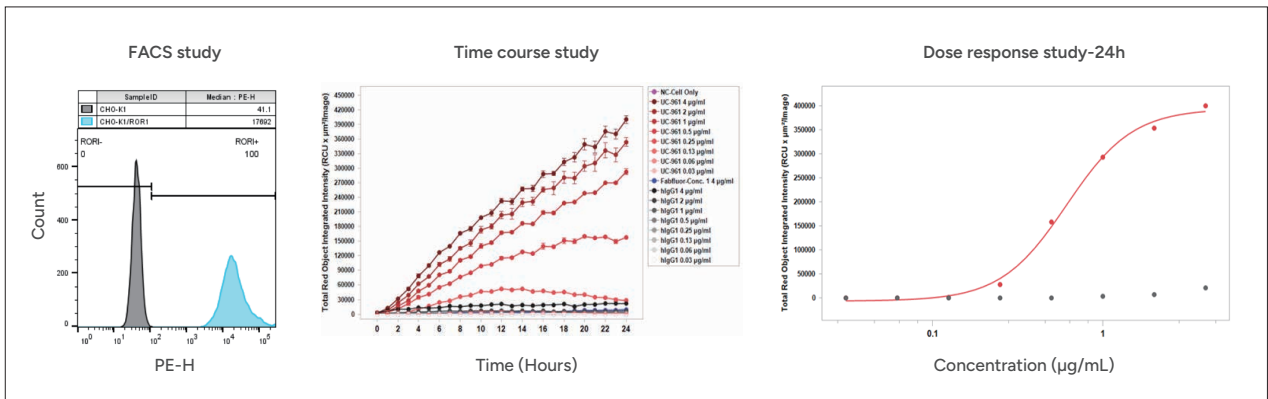
涵盖多个种属（人、鼠和食蟹猴等）



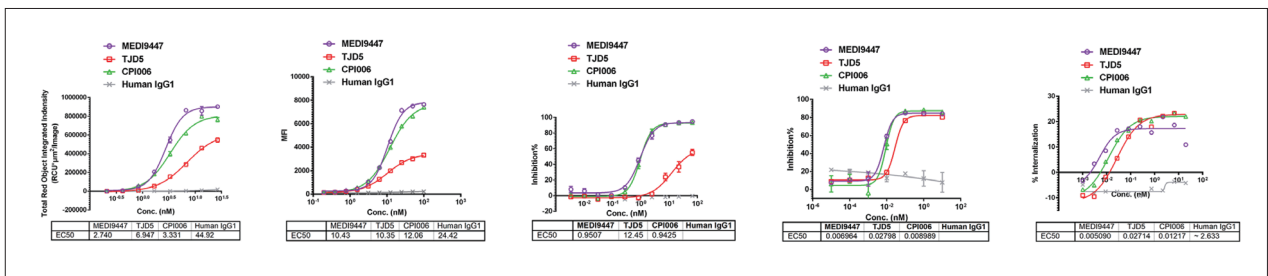
表达量高

FACS 验证

验证数据



CHO-K1/ROR1（货号：RD00843）的 FACS 分析以及活细胞成像的内化分析



ADC 靶点产品列表（节选）

靶点	产品名称	产品编号
CLDN18.2	CHO-K1/CLDN18.2 Stable Cell Line	M00916
CLDN18.2	HEK293/CLDN18.2 Stable Cell Line	M00917
CD19	CHO-K1/CD19	RD00804
CD20	CHO-K1/CD20	RD00803
TROP2	CHO-K1/TROP2	RD00906
CEACAM5	CHO-K1/human CEACAM5	RD00943
cyno CEACAM5	CHO-K1/Cyno CEACAM5	RD00944
ROR1	CHO-K1/ROR1	RD00843
DLL3	CHO-K1/DLL3	RD00952
MSLN	CHO-K1/MSLN	RD00995

报告基因细胞系

报告基因细胞系常用于研究基因表达、信号通路激活、药物筛选、细胞因子活性检测等。金斯瑞已推出数百种热门靶向功能细胞株，助您加速抗体药物研发。

产品特点



信号窗口大

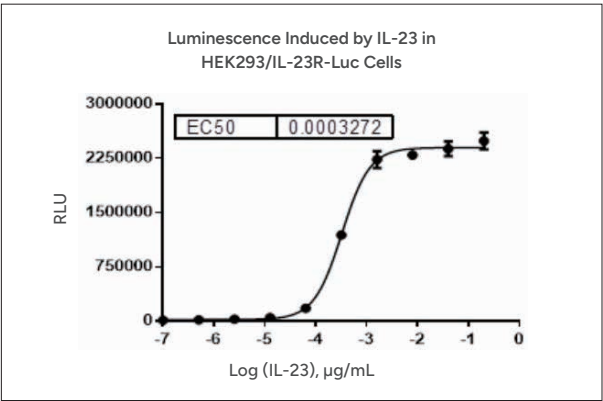


灵敏度高

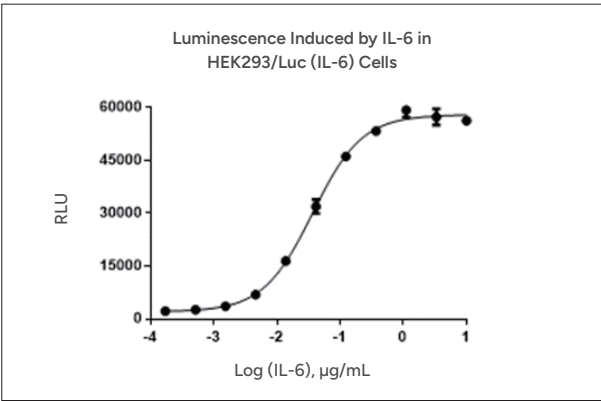


稳定性高

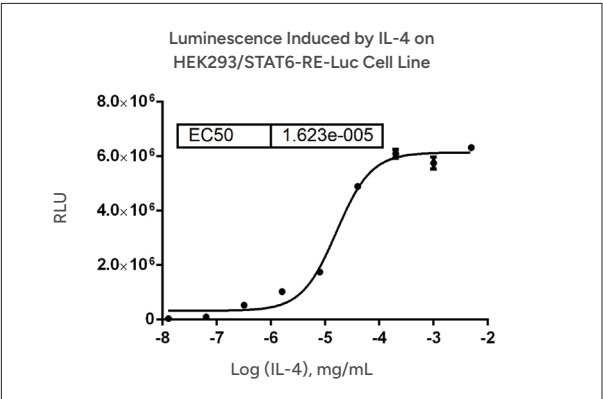
验证数据



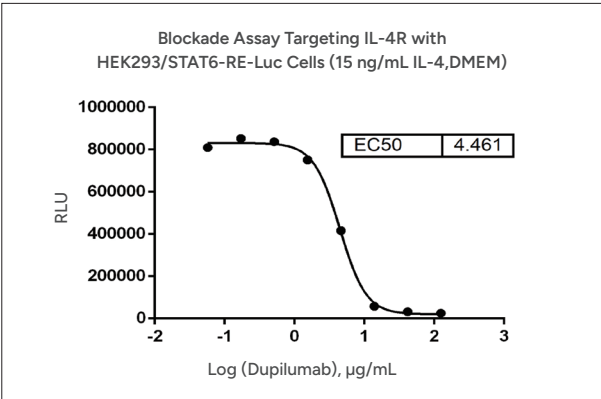
HEK293/IL-23R-Luc (货号: M00997) 的剂量曲线



HEK293/Luc (IL-6) (货号: M00954) 的剂量曲线



HEK293/STAT6-RE-Luc (货号: M00949) 的激动曲线



HEK293/STAT6-RE-Luc (货号: M00949) 的抑制曲线

报告基因产品列表（节选）

靶点	产品名称	产品编号
GLP-1R	HEK293/CRE-Luc/GLP1R Stable Cell Line	M00562
GLP-1R	CHO-K1/CRE-CBLuc/GLP1R	M00969
GIPR	CHO-K1/CRE-Luc/GIPR Stable Cell Line	M00946
GCGR	CHO-K1/CRE-Luc/GCGR Stable Cell Line	M00890
GHR	HEK293/Luc/GHR Stable Cell Line	M00919
IL-4/IL-13	HEK293/STAT6-RE-Luc Stable Cell Line	M00949
IL-6	HEK293/Luc (IL-6) Stable Cell Line	M00954
IL-23	HEK293/IL-23R-Luc Stable Cell Line	M00997
EGF/FGF	HEK293/SRE-Luc Stable Cell Line	M00927

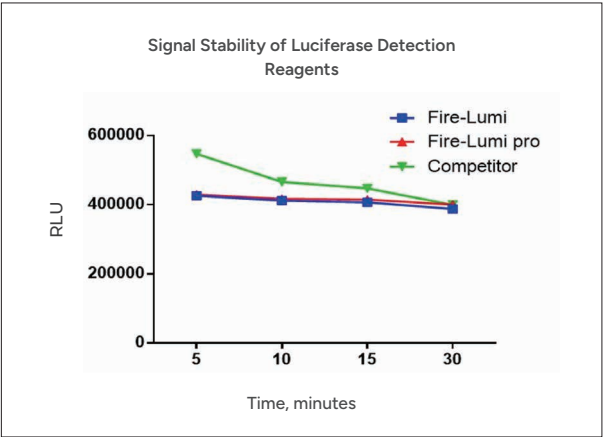
更多产品列表请扫描二维码



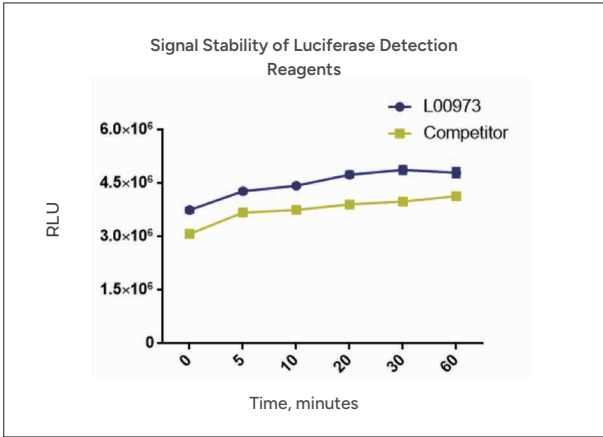
细胞系相关试剂盒

除上述稳定细胞系产品外，金斯瑞还提供荧光素酶检测试剂盒和细胞活力检测试剂盒。荧光素酶检测试剂盒可用于检测和定量荧光素酶标记的基因表达；细胞活力检测试剂盒可用于评估细胞存活率和代谢活动，常用于药物筛选和毒性测试。

验证数据



荧光素酶检测试剂盒（货号：L00877C）与竞品数据对比分析



细胞活力检测试剂盒（货号：L00973C）与竞品数据对比分析

产品列表

产品编号	产品名称
L00877C	Fire-Lumi™ 荧光素酶检测试剂盒
L00973C	Via-Lumi™ 发光法细胞活力检测试剂盒

07

ELISA 检测试剂盒

- 病毒载体质控试剂盒
- 工艺残留质控试剂盒
- 药物代谢试剂盒

ELISA 检测试剂盒

在生物制药和细胞与基因治疗 (CGT) 领域，对药品质量和安全性的要求日益严格，高效、安全的病毒载体转导是这些疗法成功的关键，精准的质检检测工具至关重要。金斯瑞生物提供一系列 ELISA 试剂盒，包括牛血清白蛋白 (BSA)、Protein A、内毒素等残留检测产品，以及用于检测病毒载体物理滴度的产品，助力生物医药企业精准评估药物和病毒载体的质量，保障药物研发。

产品特点



覆盖多款检测产品

涵盖滴度和残留检测试剂盒即用型 ELISA 板



检测时间短

所有检测试剂盒测试时间在 2.5-3 小时



卓越的产品性能

高精密度和准确度，高稳定性和高重复性



超高性价比

大牌的质量，亲民的价格

产品类型

药物代谢检测	• 药代动力学试剂盒 • 免疫原性试剂盒 (Bridging ELISA)
物理滴度检测	• p24 检测试剂盒、MuLV 含量滴度 p30 检测试剂盒、AAV 滴度衣壳蛋白试剂盒 • His 标签 ELISA 检测试剂盒
工艺残留检测	• BSA ELISA 检测试剂盒、Protein A ELISA 检测试剂盒、内毒素检测&去除试剂盒 • Benz-Neburase™ Nuclease ELISA Kit、Double-stranded RNA (dsRNA) ELISA Kit (J2 based) • VHH Affinity Ligand ELISA kit、Cas9 ELISA 检测试剂盒

病毒载体滴度检测试剂盒

慢病毒滴度 p24 检测试剂盒

慢病毒载体对于 HIV-1 衍生的慢病毒载体，常通过检测载体样本中的 p24 蛋白从而进行物理滴度的检测。
金斯瑞推出三款慢病毒滴度 p24 ELISA 检测试剂盒，以便不同用户根据不同需求选择相应产品。

选品指南

产品名	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit (经典款)	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro (Pro款)	Lentivirus Titer p24 Kit Easy (Easy款)
检测物	总 p24 蛋白（包括游离的 p24 蛋白和慢病毒衣壳中的 p24 蛋白）	慢病毒衣壳中的 p24 蛋白，不检测游离的 p24 蛋白	总 p24 蛋白（包括游离的 p24 蛋白和慢病毒衣壳中的 p24 蛋白）
原理	ELISA	ELISA	化学发光
检测范围	31.25 - 2000 pg/mL	31.25 - 2000 pg/mL	40 – 320,000 pg/mL
洗涤步骤	有洗涤	有洗涤	无洗涤
准确度	高（++）	更高（+++）	高（++）
精密度	更高（+++）	更高（+++）	高（++）
稳定性	更高（+++）	更高（+++）	高（++）
孵育时长	1 小时 40 分钟	1 小时 55 分钟	15 分钟
全程耗时	2.5 小时	3 小时	30 分钟

* “+” 代表该描述项的程度，“+” 越多表明程度越高

经典款 慢病毒滴度 p24 ELISA 检测试剂盒

Cat. No. L00938

产品特点



检测时间短

全程约 2.5 小时，
孵育时长 1 小时 40 分钟



线性范围宽

31.25 - 2000 pg/mL



精密度高

批内 CV $\leq 10\%$ ，
批间 CV $\leq 10\%$

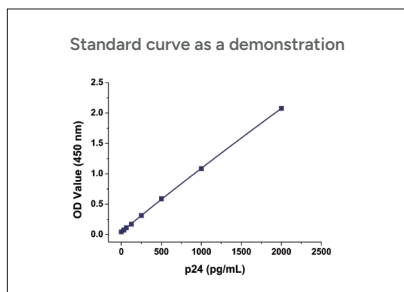


标准品清晰

中国计量院定量，
p24 标准品

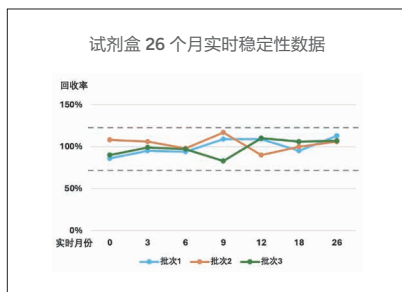
验证数据

标准曲线



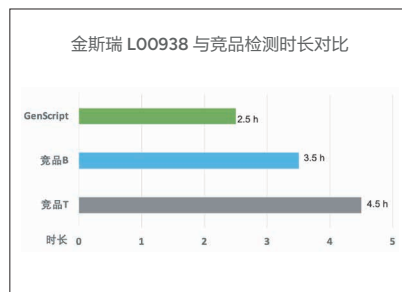
经典款检测范围在 31.25 - 2000 pg/mL，
 $R^2 > 0.99988$

高稳定性



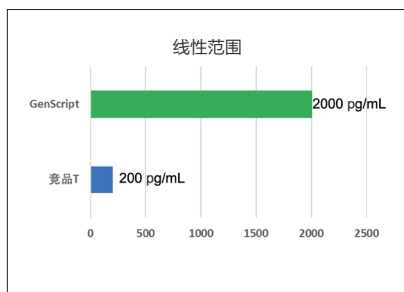
经典款试剂盒产品性能稳定

检测时间短



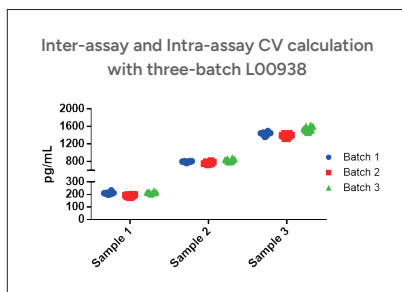
经典款试剂盒单次检测时长为 2.5 h，
一天可检测 3 轮实验

线性范围宽



经典款试剂盒的线性范围更宽

高精密度



经典款试剂盒批内、批间精密度的 CV $\leq 10\%$

Pro 款 慢病毒滴度 p24 ELISA 检测试剂盒

Cat. No. L00974

产品特点



精密度高
有效去除游离 p24 蛋白，结果更准确



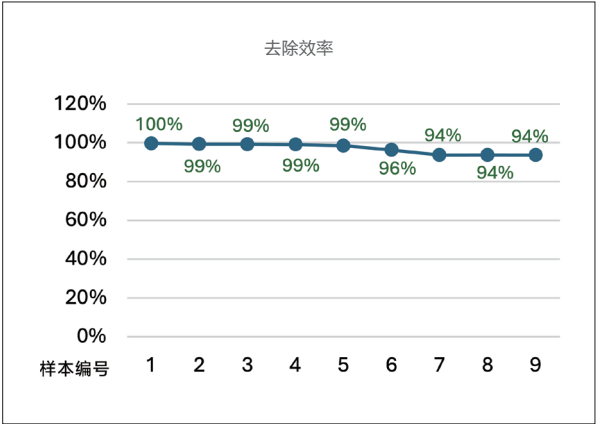
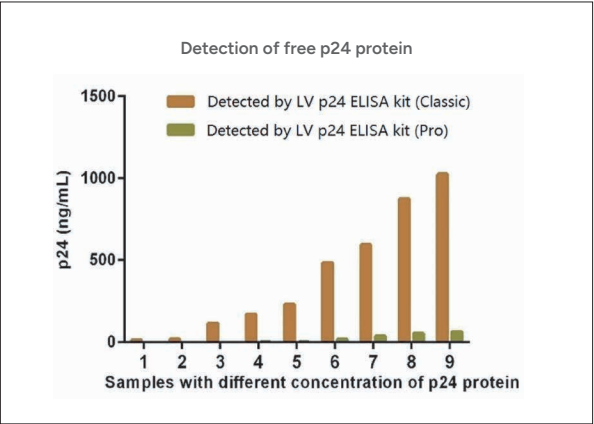
检测时间短
全程约 3 小时（孵育时长 1 小时 55 分钟）



符合《体外基因修饰系统药学研究与评价技术指导原则（试行）》中的最新规定
*关于慢病毒物理滴度检测中应关注游离 p24 对结果的影响

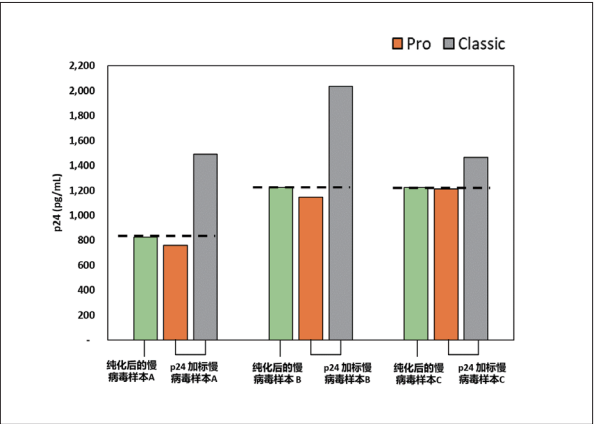
验证数据

● 高效去除能力



Pro 款试剂盒对游离 p24 蛋白的去除效率 $\geq 90\%$

● 高准确度



Pro 款能有效分离游离 p24
Pro 款检测的浓度与与实际慢病毒浓度一致

* 纯化慢病毒样本：不含有或含有极少游离 p24 蛋白的纯化慢病毒颗粒
* p24 加标慢病毒样本：将游离 p24 蛋白加标到纯化慢病毒样本中的样本

病毒载体质控试剂盒

Easy 款 慢病毒滴度 p24 检测试剂盒

Cat. No. L01019

产品特点



检测时间短

孵育时长 15 分钟，全程
约 30 分钟



线性范围宽

40–320,000 pg/mL，
减少数百稀释倍数



免洗环保

无需洗涤，
减少废液等排放

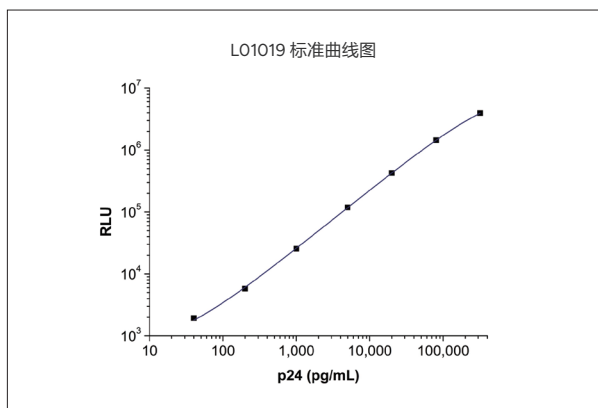


原理

化学发光法

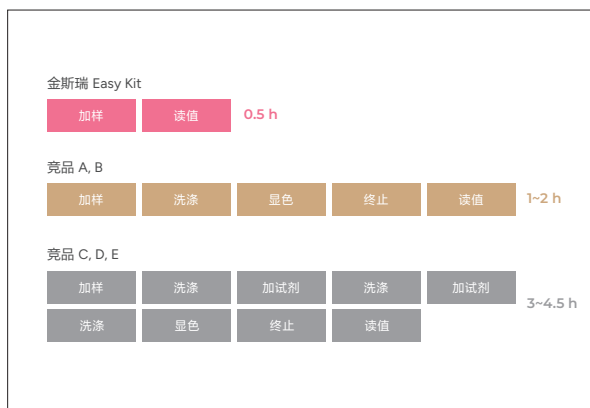
验证数据

标准曲线



Easy 款的检测范围在 40–320,000 pg/mL， $R^2 > 0.99999$

快速便捷 免洗环保



Easy 款超快检测，操作简单，免洗

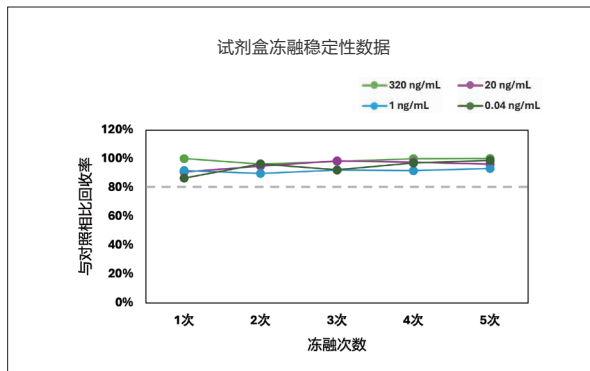
高准确度

试剂盒稀释线性验证数据

样品编号	理论测值 (ng/mL)	实际测值 (ng/mL)	cv%	偏倚%
样品1	5	4.68	2%	-6%
样品2	0.5	0.45	2%	-11%
样品3	2.5	2.2	11%	-12%
样品4	0.5	0.45	4%	-10%
样品5	1.5	1.35	5%	-10%
样品6	0.5	0.47	9%	-7%

Easy 款检测数据准确度高

高稳定性



Easy 款经过 5 次冻融，试剂盒回收率稳定

逆转录病毒 MuLV 滴度 p30 检测试剂盒

Cat. No. L01041

专为 MuLV（鼠白血病病毒）设计，采用夹心 ELISA 方法，通过特异性检测核心蛋白 p30 含量，准确定量 MuLV 物理滴度。

产品特点



超高稳定性
显著优于竞品



高效检测
全程检测时长约 2 小时



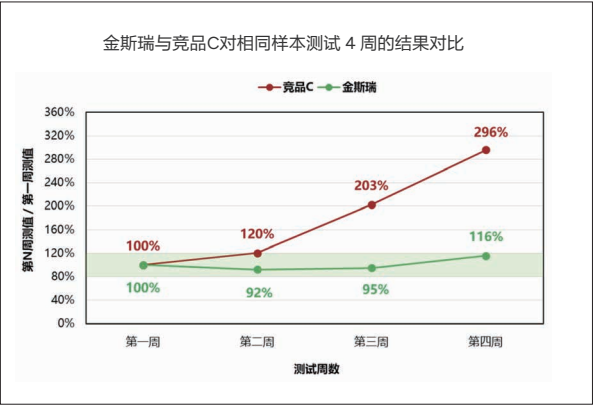
高度准确
80%-120% 的高回收率和
高准确度



高度准确
可在 2-8°C 下便捷贮存

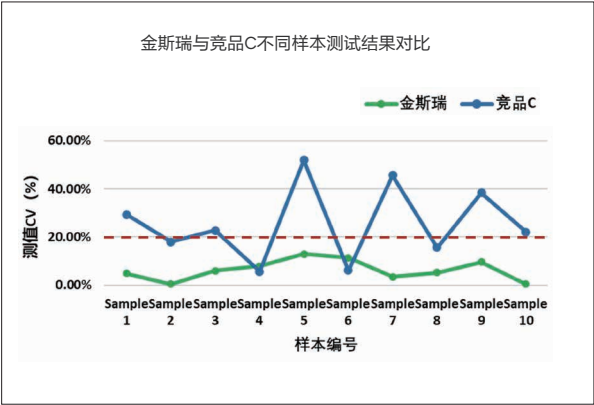
验证数据

● 竞品对比 – 相同样品测试



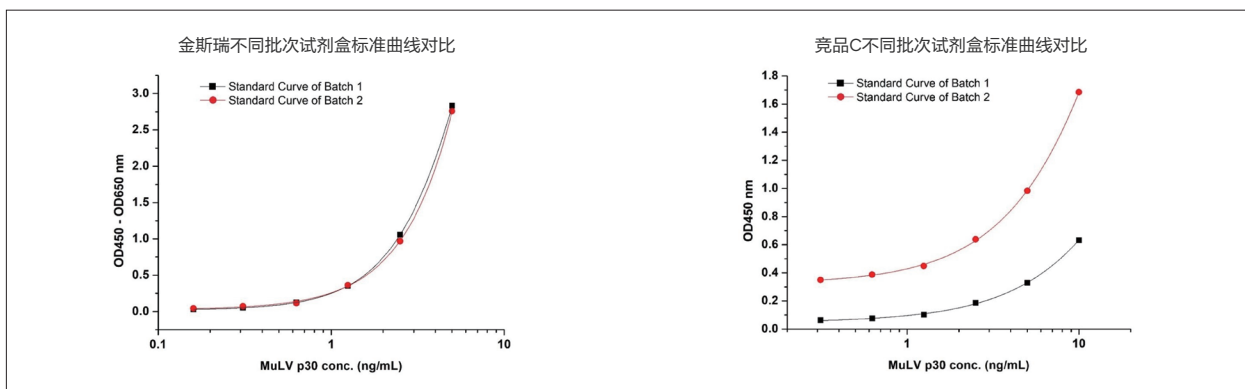
*在为期四周的实验中，金斯瑞试剂盒与竞品C分别对一样本进行了检测。
金斯瑞试剂盒在四周内始终保持高度一致的检测数值。

● 竞品对比 – 不同样品测试



*在稀释线性分析中，使用金斯瑞试剂盒与竞品试剂盒，分别对稀释 N 倍和 4N 倍的 10 个样本进行测试。
金斯瑞试剂盒检测 10 个样本的 CV 均小于 20%。

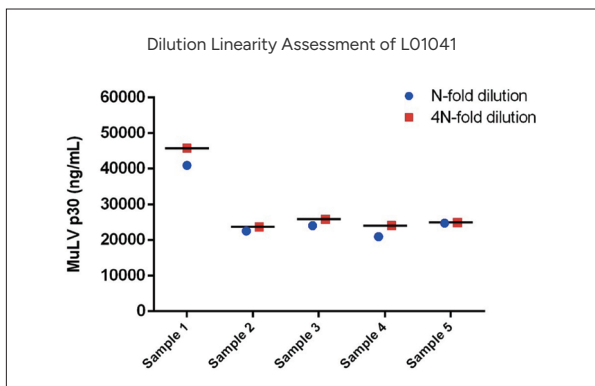
竞品对比 – 不同批次



*在批间精密度分析中，金斯瑞试剂盒与竞品C分别测试不同批次的标准曲线一致性。

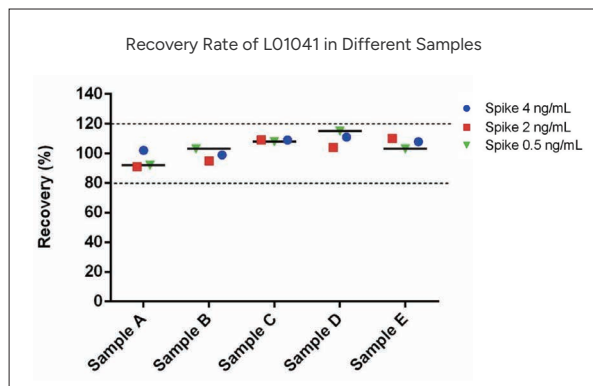
金斯瑞试剂盒展现了高度一致的标准曲线，不同批次的试剂盒数据重复性高。

极优的样品稀释线性，测定精准无误



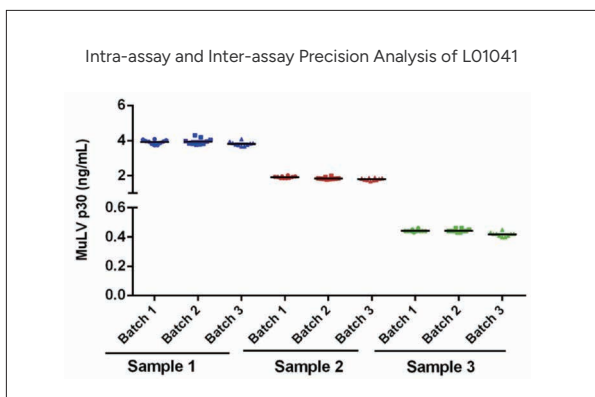
在同一样本上，不同稀释倍数回算的样本浓度的 CV 均低于 15%，表明该试剂盒稀释误差以及受样本基质的影响小。

超高回收率，数据准确无偏差



在不同未知浓度样本中添加已知不同浓度的 MuLV p30 标准品，各样本中 MuLV p30 加标回收率稳定在 80%-120% 之间。

超高的批内、批间精密度，保证数据一致性



*使用不同批次试剂盒测试不同浓度水平的样本，每个样本各重复检测 10 次

该试剂盒的批内 CV 最高为 4.61%，批间 CV 最高为 4.17%，表明该试剂盒的检测结果具有良好的批内、批间一致性。

MuLV P30 浓度 (ng/mL)	批内分析 (n=10)			批间分析 (n=30)		
	平均测算浓度 (ng/mL)	CV %	回收率 %	平均测算浓度 (ng/mL)	CV %	回收率 %
4	3.91	3	98	3.89	4	97
2	1.91	3	96	1.85	4	93
0.5	0.44	1	88	0.43	4	86

多血清型 AAV 滴度衣壳蛋白试剂盒

Cat. No. L01035

为多血清型腺相关病毒 (AAV) 设计的 ELISA 检测试剂盒，专为快速定量不同 AAV 血清型的颗粒滴度而开发的产品。

产品亮点



覆盖多种 AAV 血清型滴度检测
血清型包括但不限于 AAV1/2/5/6/8/9



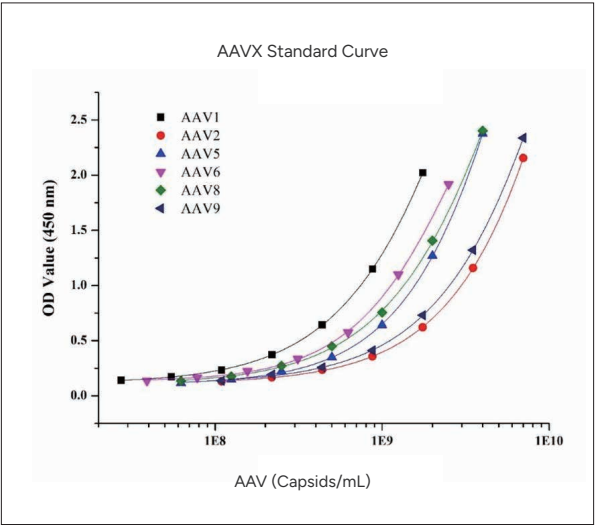
减少成本
无需购买多个单血清型试剂盒



标准品：提供 AAV2 标准品，金斯瑞自产的 VLP (Virus-like particle)
*其他血清型的标准品，需单独向金斯瑞单独购买

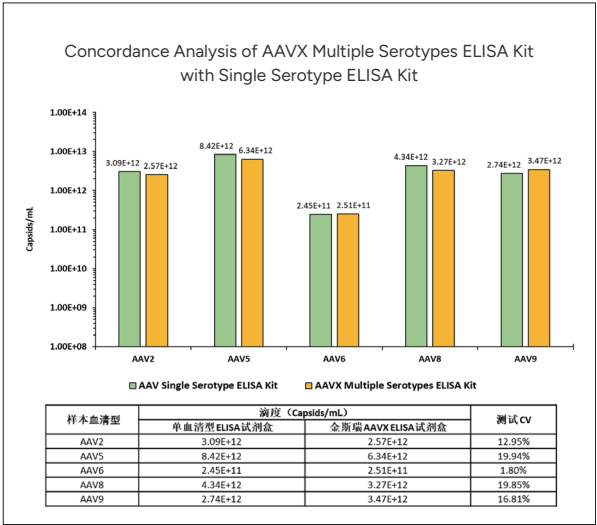
验证数据

标准曲线



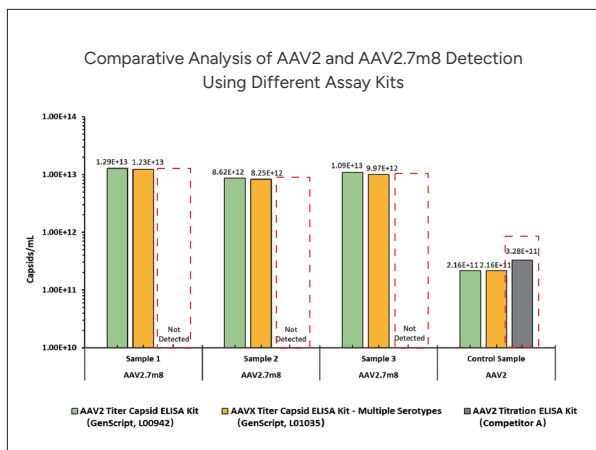
不同 AAV 血清型标准品建立的标准曲线。

多血清型通用检测



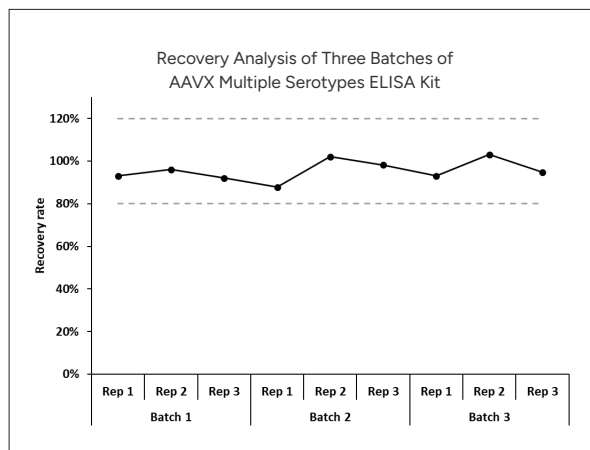
AAVX ELISA 试剂盒与不同的单血清型 ELISA 试剂盒的检测结果一致。

● AAV2.7m8 检测适用



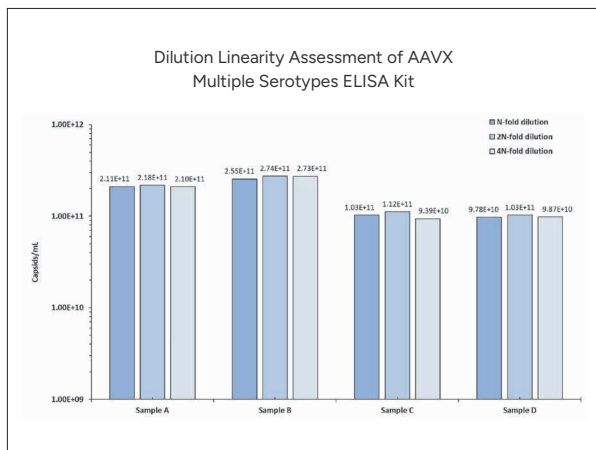
- AAV2.7m8 滴度检测：AAVX ELISA (L01035) & AAV2 ELISA (L00942) 试剂盒均适用且测值高度一致。
- 竞品无法检测 AAV2.7m8。

● 准确度高



使用三批次 L01035 检测相同样本，回收率均在 80%-120%。

● 稀释线性佳



*对 3 个不同样本分别设置 3 个稀释倍数，进行 L01035 试剂盒的稀释线性分析。
L01035 试剂盒稀释线性性能优异，样本测试时不受稀释倍数影响。

相关产品清单

类型	应用	产品名称	产品编号
腺相关病毒 (AAV)	分析与鉴定	AAV2 Antibody (12C10), mAb, Mouse	A02091
		Anti-AAV2 (intact particle) Antibody (2C4), mAb, Mouse	A02159
		Anti-AAV2 (intact particle) Antibody (2C4) [Biotin], mAb, Mouse	A02160
		MonoRab™ AAV2 (intact particle) Antibody (15G4), mAb, Rabbit	A02202
		MonoRab™ AAV2 (intact particle) Antibody (33G5), mAb, Rabbit	A02203
		MonoRab™ AAV8 (intact particle) Antibody (75F2), mAb, Rabbit	A02204
		MonoRab™ AAV8 (intact particle) Antibody (72E8), mAb, Rabbit	A02205
		MonoRab™ AAVX VP1/VP2/VP3 Antibody (5G4), mAb, Rabbit	A02206
		MonoRab™ AAVX VP1 Antibody (24F5), mAb, Rabbit	A02207
	含量测试	AAV2 Titer Capsid ELISA Kit	L00942
		AAVX Titer Capsid ELISA Kit - Multiple Serotypes	L01035
		AAV5 Titer Capsid ELISA Kit	L01049
		AAV6 Titer Capsid ELISA Kit	L01050
		AAV8 Titer Capsid ELISA Kit	L01051
		AAV9 Titer Capsid ELISA Kit	L01052
	工艺残留测试	VHH Affinity Ligand ELISA kit	L01033

病毒载体质控试剂盒

His 标签 ELISA 检测试剂盒

Cat. No. L00436 / Cat. No. L01010

该试剂盒含有 His 标签蛋白检测所需的所有试剂和缓冲液，His 标签 ELISA 检测试剂盒基于竞争性 ELISA 法，将 His 标签蛋白 (M.W.12.7 kD) 预先包被于微孔板，加入已知浓度的 His 标签蛋白标准品或样本，与预包被的 His 标签蛋白竞争结合 His 标签蛋白抗体，通过洗板、显色等步骤可以检测 His 标签蛋白的表达或半定量 His 标签蛋白。该试剂盒同时提供 His 标签蛋白储存液，可供客户添加回收检验以验证试剂盒的准确性。

产品应用

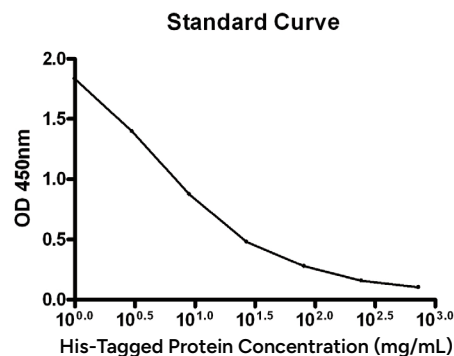
检测 His 标签蛋白

筛选最佳表达条件

用已知蛋白作为标准品进行半定量

产品特点

- ▶ **检测范围宽**: 1 ng/mL - 729 ng/mL
- ▶ **灵敏度高**: 可检测 1 ng/mL His 标签蛋白 (如图示)
- ▶ **多功能性**: N/C 端 His 标签蛋白，来自真核或原核表达系统的 Hexa-His (6×His)、Penta-His 以及 Tetra-His 标签蛋白
- ▶ **便捷**: 含有检测所需的所有试剂，1.5 小时即可完成整个操作
- ▶ **兼容性强**: 适用于细菌、酵母、哺乳动物细胞裂解液和细胞培养物上清等绝大多数系统



产品名称	规格	产品编号
His Tag ELISA Detection Kit	1 Kit	L00436
His Tag ELISA Detection Kit (384-Well Plate)	384 Tests	L01010
His Tag Antibody Plate (black, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00440b
His Tag Antibody Plate (white, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00440w
His Tag Antibody Plate (clear, 8 wells × 12 strips)	5 plates	L00440c

其他标签检测产品

检测标签	产品名称	规格	产品编号
GST	GST tag ELISA Detection Kit	1 kit (1×96 well)	L00411
	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (black, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00455B
	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (white, 96 wells, non-removable)	5 plates	L00455W
Flag	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (clear, 8 wells × 12 strips)	5 plates	L00455C

生物药残留检测试剂盒

BSA ELISA 试剂盒

Cat. No. L00976

金斯瑞 BSA ELISA 试剂盒采用双抗体夹心法，能够精准定量样品中的牛血清白蛋白 (BSA)。

产品特点



标准品可靠

国家标准品，定标准确



精准低浓度检测

专为残留物检测设计，低浓度回收率优于海外竞品

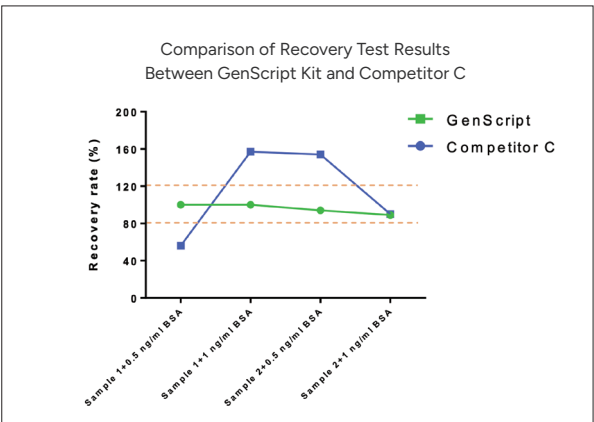


高专属性

测试结果不受高 HSA 和高盐环境影响，确保数据的精确性

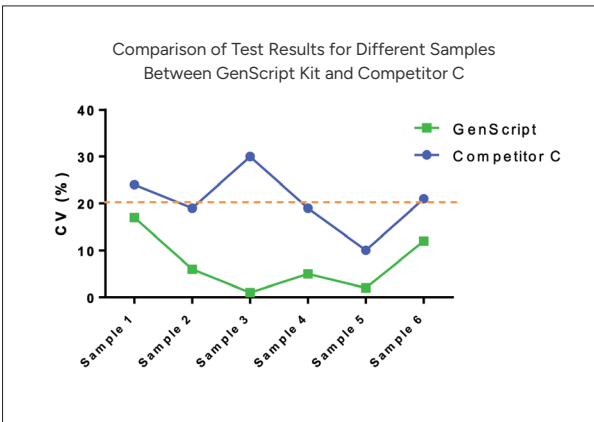
验证数据

竞品对比 — 准确度



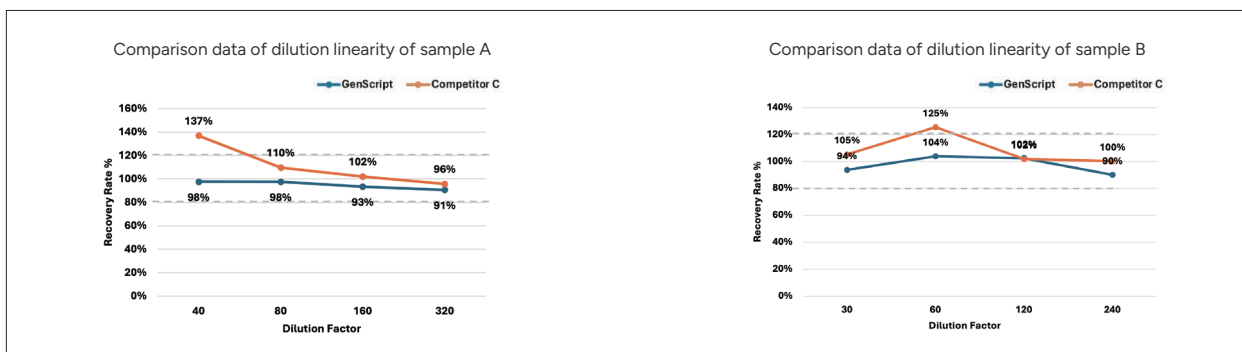
*分别对 2 个样本进行低浓度 BSA 添加，再使用金斯瑞试剂盒和竞品C试剂盒进行测试，以评价回收率。
金斯瑞试剂盒的回收率为 80% - 120%，准确度更高。

竞品对比 — 不同样本测试



*使用金斯瑞 BSA ELISA 检测试剂盒和竞品C试剂盒分别测试不同样本，以评价变异系数 (CV%)。
金斯瑞试剂盒测试结果的 CV 均小于 10%，结果更加稳定。

● 竞品对比 — 稀释线性



*使用金斯瑞 BSA ELISA 检测试剂盒和竞品C试剂盒分别测试不同稀释倍数的两个相同样本，以评价回收率。

金斯瑞试剂盒的测试结果不受稀释倍数影响。

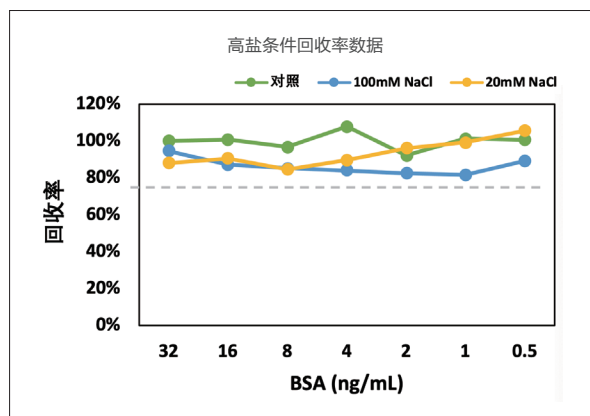
● 高特异性

BSA 理论测值(ng/ml)	加标HSA浓度(mg/ml)	BSA 实际测值(ng/ml)	回收率%
8	20	6.5	81%
8	10	6.8	83%
8	1	7.7	96%
8	0.1	8.5	107%

*向样本中添加不同浓度的 HAS (人血清白蛋白)，考察该试剂盒的特异性。

金斯瑞 BSA 检测试剂盒检测结果的准确度不受 HSA 的影响。

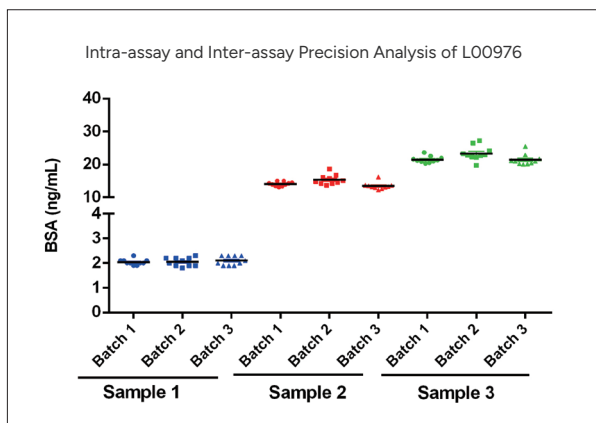
● 耐高盐



*用金斯瑞 BSA ELISA 检测试剂盒测试用 100mM NaCl, 20mM NaCl 稀释的样本。

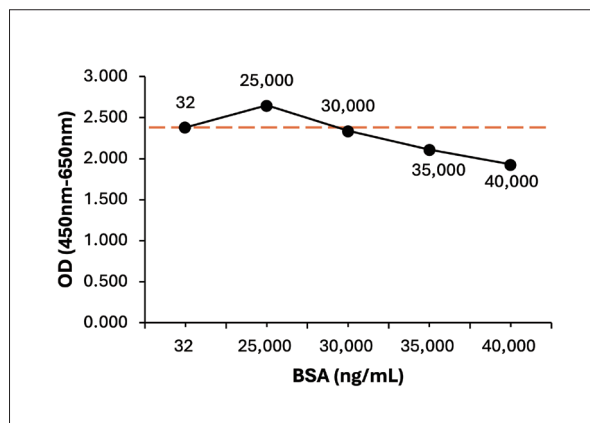
金斯瑞 BSA 检测试剂盒检测结果的准确度不受高盐的影响。

● 高精密度



BSA ELISA 试剂盒批内、批间精密度的 $CV \leq 10\%$ 。

● 钩状效应 (Hook效应)



当样本 BSA 浓度高至 30,000 ng/mL (30 μ g/mL) 时才开始出现 HOOK 效应。

Cas9 ELISA 试剂盒

Cat. No. L01069

产品特点



识别度广

可识别不同突变体、不同类型/数量/位置核定位信号的 Cas9



灵敏度高

低至 0.125 ng/mL (0.05 fg/cell),
远超竞品 12 倍 灵敏度

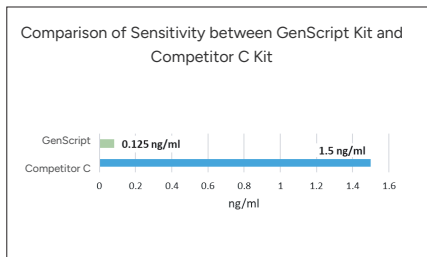


准确度高

添加回收率在 80%-120%

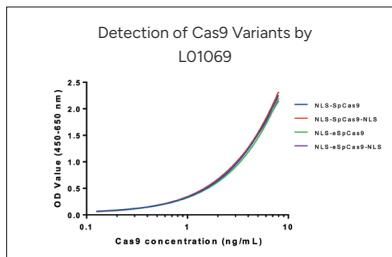
验证数据

高灵敏度



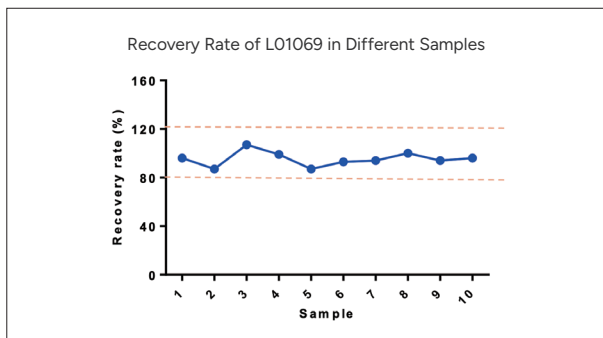
金斯瑞 Cas9 ELISA 试剂盒的灵敏度远超竞品 12 倍

识别度广



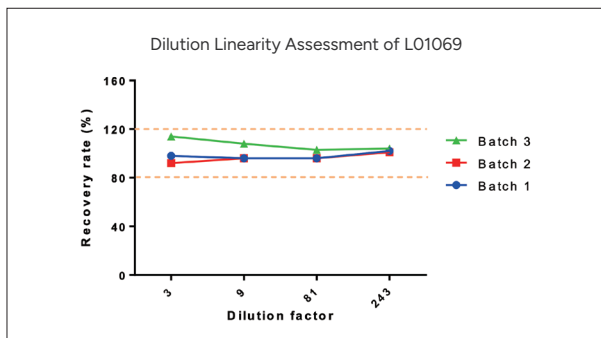
Cas9 ELISA 试剂盒对不同突变体、不同类型/数量/位置核定位信号以及不同厂家的 Cas9 均能识别

高回收率



使用 Cas9 试剂盒测试不同 CAR-T 样本，回收率均在 80%-120%

稀释线性佳



*使用 3 个批次金斯瑞 Cas9 ELISA 试剂盒测试不同稀释倍数的样本，以评价回收率

不同批次试剂盒的回收率均不受稀释倍数影响

Protein A ELISA 试剂盒

Cat. No. L01043

针对不同 Protein A 填料，金斯瑞提供两款 Protein A ELISA 试剂盒，客户可根据不同的场景选择相匹配的试剂盒，确保能准确检测样本中残留的 Protein A。

产品特点



操作简便

无需样本煮沸



高浓度样本耐受

确保检测结果的准确性



快速检测

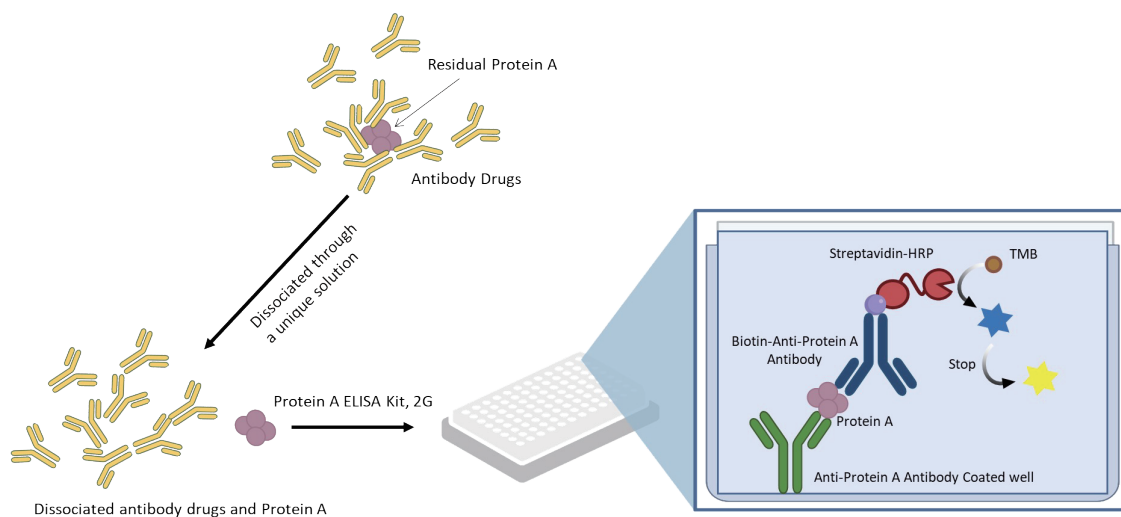
可在 2 小时内完成



多种 Protein A 类型识别

同时识别天然、重组、以及重组耐碱 Protein A 残留

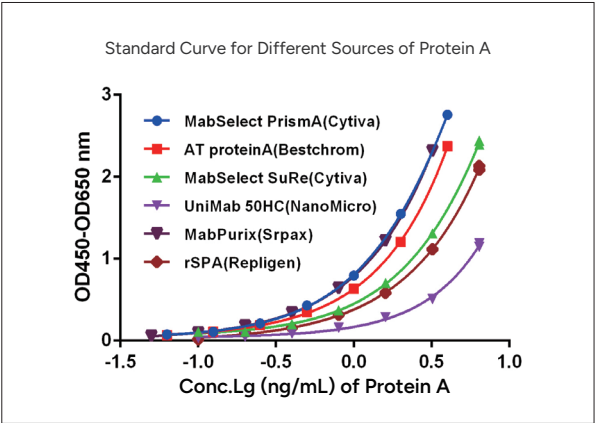
检测原理



Protein A ELISA Kit, 2G (GenScript, L01043) 检测原理图

验证数据

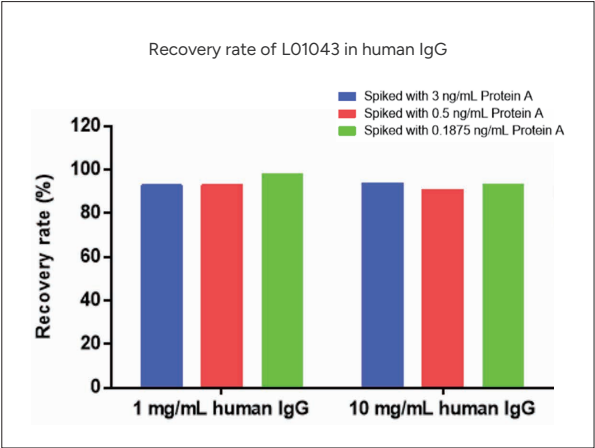
● 适用性广



不同 AAV 血清型滴度测定的标准曲线

Protein A ligand standard	Typical assay working ranges
MabSelect Prisma(Cytiva)	0.0625 - 4 ng/mL
AT Protein A (Bestchrom)	0.0625 - 4 ng/mL
MabSelect SuRe (Cytiva)	0.1 - 6.4 ng/mL
UniMab 50HC Protein A (NanoMicro)	0.2 - 12.8 ng/mL
MabPurix Protein A (Srpax)	0.05 - 3.2 ng/mL
rSPA (Repligen)	0.1 - 6.4 ng/mL

● IgG 耐受性强

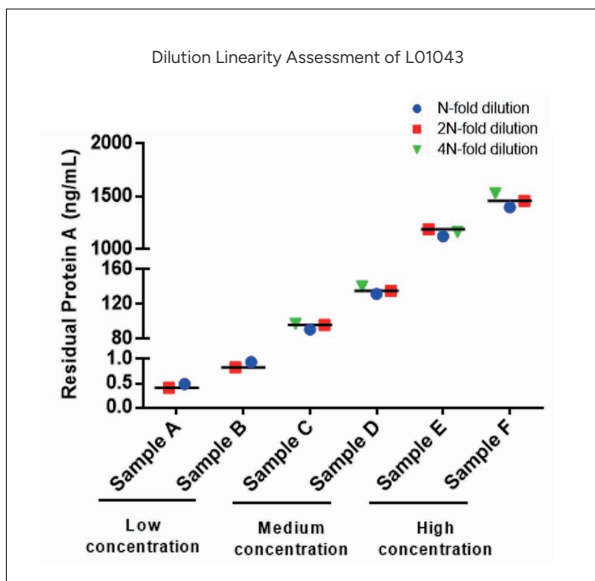


L01043 检测试剂盒受样本中 IgG 浓度影响小，样本回收率可达 90% 以上。

Protein A (ng/mL)	Spiked to 1 mg/mL human IgG		Spiked to 10 mg/mL human IgG	
	Measured (ng/mL)	Recovery Rate	Measured (ng/mL)	Recovery Rate
3	2.795	93%	2.816	94%
0.5	0.463	93%	0.453	91%
0.1875	0.184	98%	0.174	93%

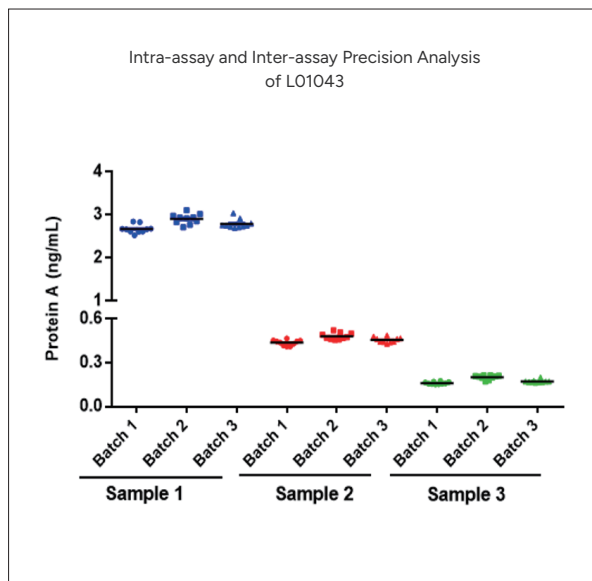
*L01043 试剂盒检测不同浓度 IgG 样本中的 Protein A。

● 稀释线性佳



*使用 L01043 测试样品的不同稀释倍数来评估稀释线性。
L01043 检测结果不受样本稀释因子的影响。

● 批间/批内精密度



*用 3 个批次的 L01043 对 3 个不同浓度的样本各检测 10 次，计算变异系数 (CV)
L01043 的批内精密度 CV < 10%，批间精密度 CV < 15%

dsRNA ELISA 试剂盒 (基于双 J2 抗体)

Cat. No. L01020

产品特点



双 J2 抗体夹心 ELISA 法

J2 抗体既是捕获抗体，又是检测抗体



宽线性范围

0.123-30 ng/mL



快速检测时间

3 hours



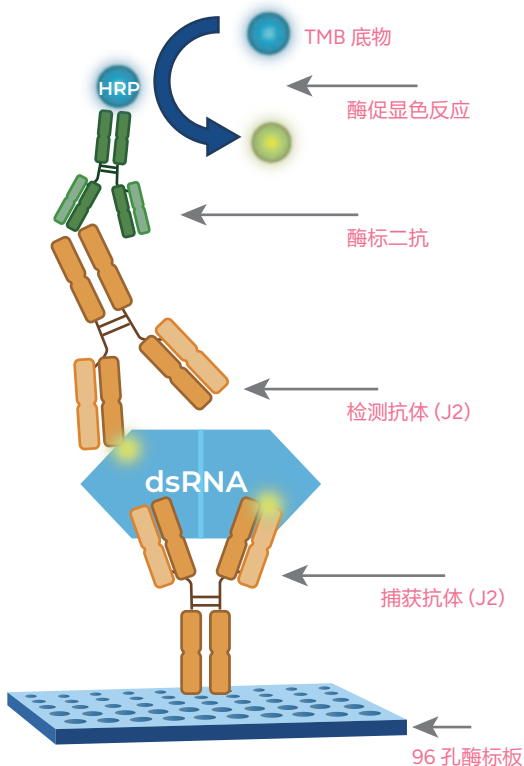
标准品

400 bp 1mΨ 修饰的 dsRNA

金斯瑞可以提供不同长度和不同修饰的标准品

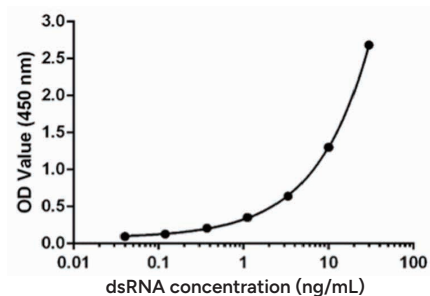
* 标准品参考 Moderna 发表文献中的长度和工艺进行合成

检测原理



标准曲线

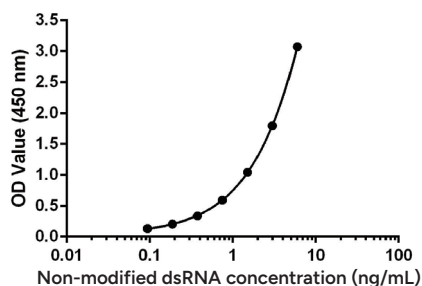
Standard curve with 400 bp 1mΨ dsRNA standard



*使用 400 bp 1mΨ 修饰的 dsRNA 标准品评估 L01020

L01020 的线性范围为 0.123-30 ng/mL, 灵敏度为 0.123 ng/mL, $R^2 > 0.99$

Standard curve with 400 bp dsRNA standard

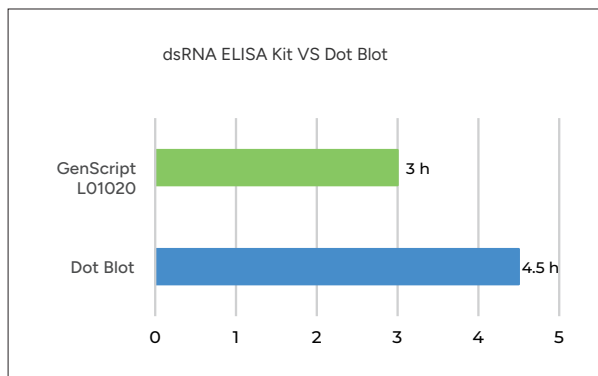


*使用 400 bp 的非修饰 dsRNA 标准品评估 L01020

L01020 的线性范围为 0.094-6 ng/mL, 灵敏度为 0.094 ng/mL, $R^2 > 0.99$

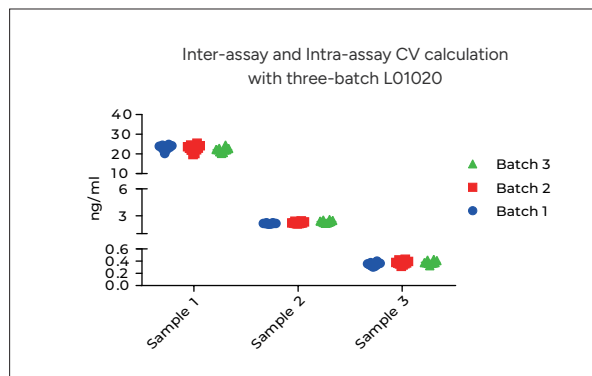
产品性能

● 检测时间短



L01020 的检测时长为 3 h

● 精密度高



*用 3 个批次的 L01020 对 3 个不同浓度的样本各检测 10 次，计算变异系数 (CV)

L01020 的批间批内精密度的 $CV \leq 10\%$

● 稀释线性佳

Dilution Factor	Expected dsRNA Conc. (ng/mL)	Measured dsRNA Conc. (ng/mL)	Accuracy%
1000	0.738	0.755	102.3
100	0.738	0.787	106.6
50	0.738	0.799	108.3

*使用 L01020 测试同一样品的不同稀释倍数来评估稀释线性

L01020 检测结果不受样本稀释倍数的影响

● 特异性高

dsRNA Conc. (ng/mL)	mRNA Conc. (ng/mL)	Measured dsRNA Conc. (ng/mL)	Accuracy%
30	300	27.79	92.6
30	30	28.21	94.0
0.123	300	0.138	112.2
0.123	30	0.115	93.5

*两种浓度 (ULOQ 30 ng/mL 和 LLOQ 0.123 ng/mL) 的样品中添加不同量的 mRNA (30 ng/mL 和 300 ng/mL)，以评估 L01020 的特异性

L01020 检测结果不受基质的影响

VHH Affinity Ligand ELISA 试剂盒

Cat.No. L01033

工业生产中常用亲和纯化作为首选技术，而 VHH 因其高特异性、高亲和力、结构稳定、高载量等优势，常被用于抗体、蛋白质、酶、AAV 等的纯化。例如，Thermo 开发出 CaptureSelect™ 系列，Cytiva 开发出 Capto™ AVB 产品用于各种类型 AAV 的纯化。然而，在纯化的过程中会存在 VHH 亲和配基脱落的风险，因此检测纯化产物中 VHH 亲和配基的残留至关重要。

GenScript 拥有高性能的重组 Anti-VHH 单克隆抗体，能够特异性结合 VHH。GenScript 利用该系列产品，开发了高灵敏度的 VHH Affinity Ligand ELISA kit，为 VHH 配基的残留检测提供工具。

产品特点



兼容大多数基于 VHH 的亲亲和配基

包括但不限于
AAVX/AAV8/AVB/KappaXP Affinity Ligand 等



国产第一家 VHH 亲和配基试剂盒

原料为重组 Anti-VHH 单抗，保证良好的批间一致性



减少成本

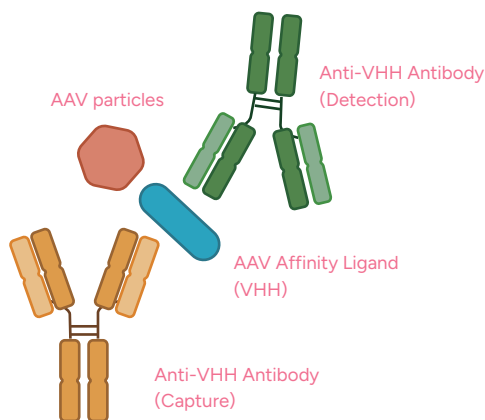
针对不同的 VHH 配基，
无需购买多个检测试剂盒



标准品

提供 AAVX Affinity Ligand
标准品

检测原理

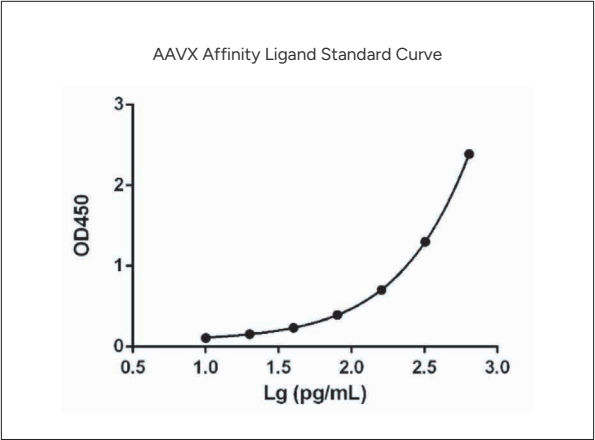


现货标准品

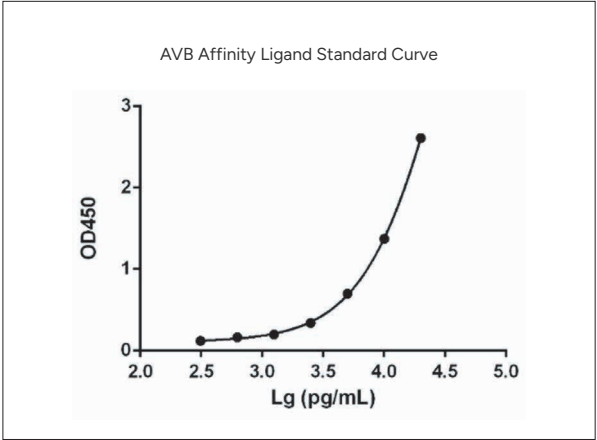
货号	产品名称	规格
Z03793	AAVX Affinity Ligand Standard	30 µL
Z03794	AVB Affinity Ligand Standard	30 µL
Z03795	AAV8 Affinity Ligand Standard	30 µL
Z03796	KappaXP Affinity Ligand Standard	30 µL

以检测 AAV 样本中残留的 AAVX Affinity Ligand 为例

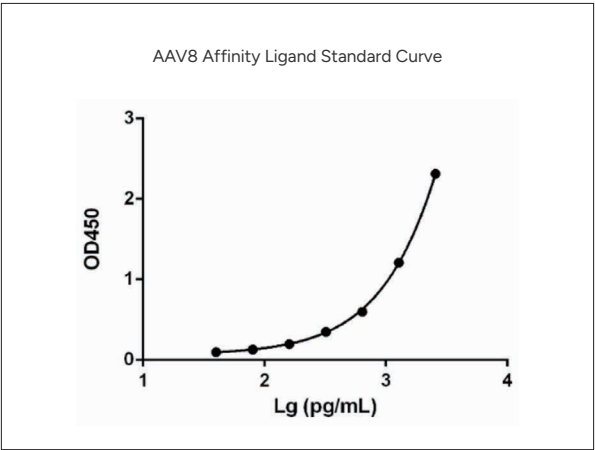
验证数据



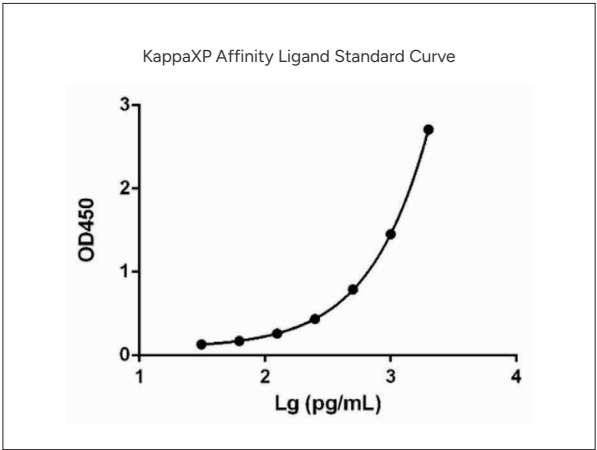
使用 AAVX Affinity Ligand 建立 L01033 的标准曲线，其工作范围：10-640 pg/mL。



使用 AVB Affinity Ligand 建立 L01033 的标准曲线，其工作范围：312.5-20,000 pg/mL。

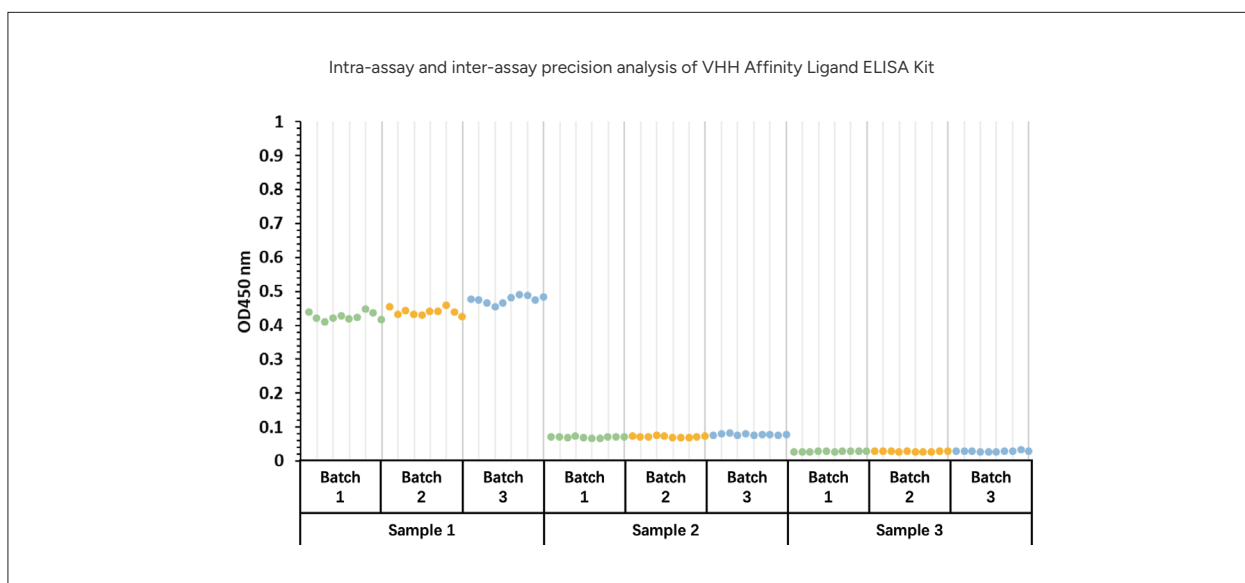


使用 AAV8 Affinity Ligand 建立 L01033 的标准曲线，其工作范围：40-2,560 pg/mL。



使用 KappaXP Affinity Ligand 建立 L01033 的标准曲线，其工作范围：31.25-2,000 pg/mL。

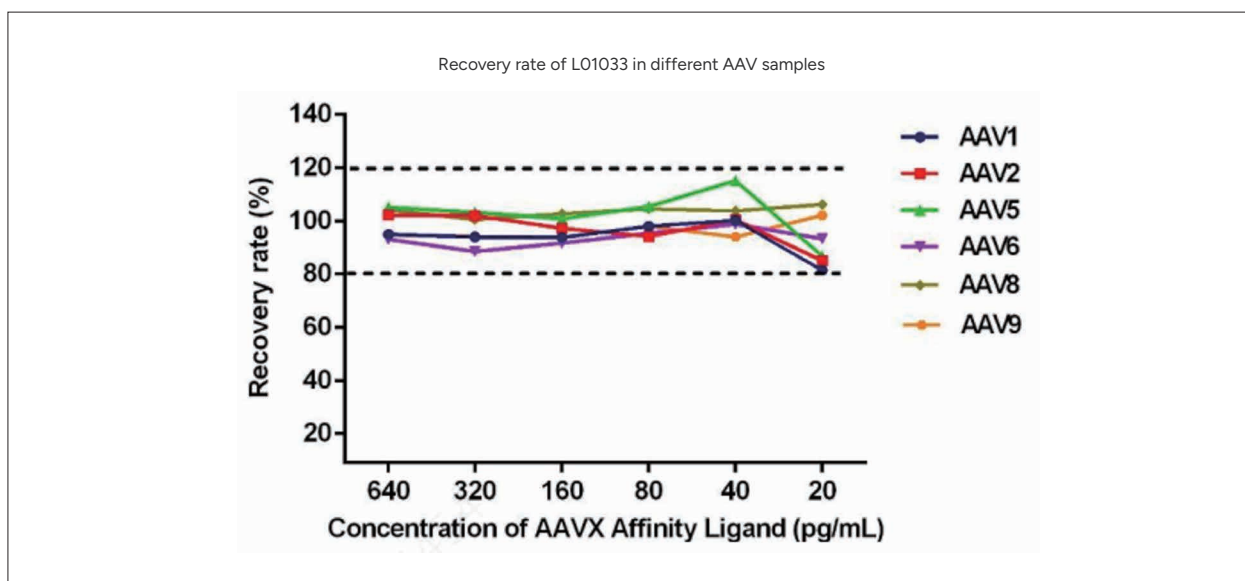
● 精密度高



*用 3 个批次的 L01033 对 3 个不同浓度的样本各检测 10 次，计算变异系数 (CV)。

L01033 的批间批内精密度的 $CV \leq 10\%$ 。

● 准确度高



*使用 L01033 检测添加了不同血清型 AAV 样本的 AAVX 亲和配基标准品。

- L01033 特异性识别 AAVX 亲和配基，各种血清型的 AAV 样本对测试无干扰。
- L01033 的回收率均在 80%-120%。

Benz-Neburase™ Nuclease ELISA 试剂盒

Cat.No. L00886

金斯瑞全能核酸酶 ELISA 试剂盒能够快速检测和量化病毒载体和疫苗纯化和制造过程中残留的核酸内切酶杂质，是疫苗生产、病毒载体生产、基因和细胞治疗等相关产品必不可少的检测工具。

产品特点



适用性广

兼容各种样本类型，如哺乳动物和细菌细胞裂解物、细胞培养上清液等



灵敏度高

8.40 pg/mL



广谱性高

可识别市面上大部分核酸酶

验证数据

精密度高

Sample	Intra-assay			Inter-assay		
	1	2	3	1	2	3
n	20	20	20	36	36	36
Mean (pg/mL)	558.02	280.19	135.52	578.00	288.47	139.62
Standard Deviation	13.77	8.84	8.04	29.73	12.81	8.77
CV (%)	2	4	6	5	4	6

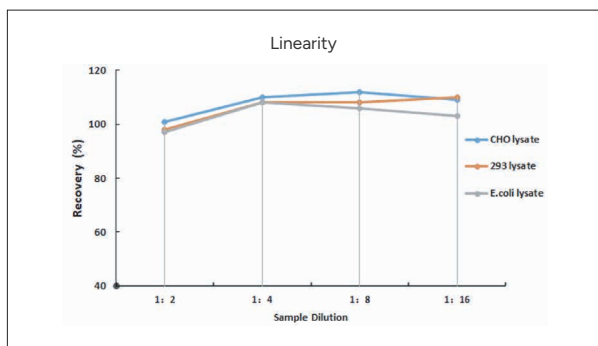
金斯瑞试剂盒批间、批内精密度的 CV < 10%。

准确度高

Sample Type	Recovery Average (%)	Recovery Range (%)
CHO lysate (n=6)	97	92-101
HEK 293 lysate (n=6)	95	90-101
E. coli lysate (n=6)	93	86-100

金斯瑞试剂盒批间、批内精密度的 CV < 10%。

稀释线性佳



金斯瑞试剂盒的测试结果不受稀释倍数影响。

广谱性高

Samples (n=6)		High Concentration (1000 pg/mL)	Low Concentration (62.5 pg/mL)
Benz-Neburase™ GMP, His-tag	Average (%)	99	95
	Range (%)	95-105	89-101
Benz-Neburase™ GMP, tag-free	Average (%)	89	91
	Range (%)	88-89	90-92
Competing product A	Average (%)	114	113
	Range (%)	112-115	96-124

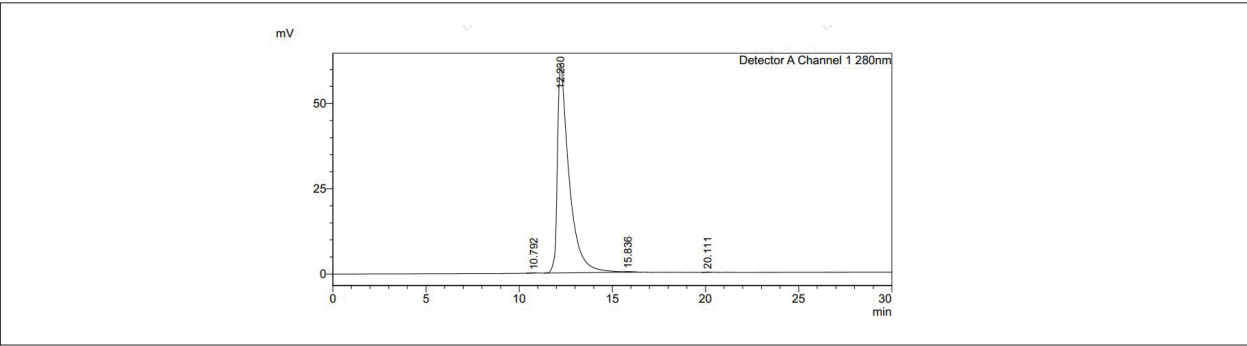
金斯瑞试剂盒可识别其它厂家的核酸酶。

工具酶产品—全能核酸酶

金斯瑞生物的“全能核酸酶”Benz-Neburase 能够高效降解任何形式（双链，单链，线状，环状）的 DNA 和 RNA。作为一种重组核酸内切酶，Benz-Neburase 能有效降低蛋白样品粘度并去除蛋白样品中的核酸污染，且无蛋白酶活性残留。金斯瑞生物不仅能够提供 RUO 级别的 Benz-Neburase，更依托于 ISO13485 体系和 GMP 生产与质量管理规范平台，提供遵循 GMP 质量体系的核心要求的 GMP 产品，同时降低生产成本，适用于细胞治疗、基因治疗、疫苗研究与生产等临床前研究，所有原辅料及生产均可溯源。

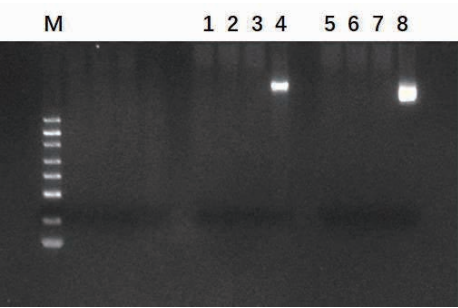
验证数据

● 高纯度

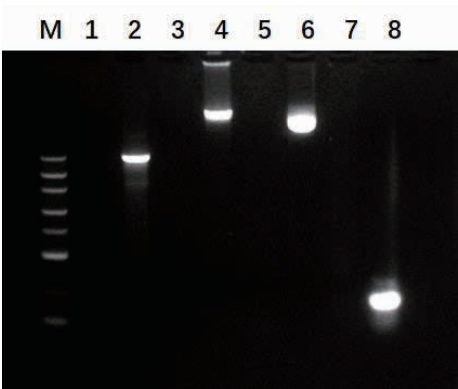


GenScript 提供的 Benz-Neburase，经过 SEC-HPLC 检测，纯度 ≥ 99%。

● 高效核酸消化效率



Lane M: DNA Marker
Lane 1: GenScript Benz-Neburase, His +293基因组
Lane 2: GenScript Benz-Neburase, His +293基因组
Lane 3: Competitor +293基因组
Lane 4: 293基因组
Lane 5: GenScript Benz-Neburase, His +质粒DNA
Lane 6: GenScript Benz-Neburase, His +质粒DNA
Lane 7: Competitor +质粒DNA
Lane 8: 质粒DNA



Lane M: DNA marker
Lane 1: GenScript Benz-Neburase, His + 线性化pUC57 Lane 2: 线性化pUC57
Lane 3: GenScript Benz-Neburase, His + 基因组 DNA Lane 4: 基因组DNA
Lane 5: GenScript Benz-Neburase, His + 质粒DNA Lane 6: 质粒DNA
Lane 7: GenScript Benz-Neburase, His + RNA片段 Lane 8: RNA片段

金斯瑞提供高活性、高稳定性工具酶助力您的科学研究

产品编号	产 品	规 格
Z03626	Benz-Neburase™, His	10 kU, 100 kU, 500 kU
Z03627	Benz-Neburase™ GMP, His-tag	100 k, 500 kU
Z03695	Benz-Neburase™, tag-free	10 kU, 100 kU, 500 kU
Z03708	Benz-Neburase™ GMP, tag free	100 k, 500 kU
L00886	Benz-Neburase™ Nuclease ELISA Kit	96 Tests
L00938	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit	96 Tests
L00974	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro	96 Tests
L00942	AAV2 Titer Capsid ELISA Kit	96 Tests
L00976	BSA ELISA Kit, 2G	96 Tests
E00053	DNase I	100 U, 500 U, 1000 U, 5000 U, 10000 U
E00050	M-MuLV Reverse Transcriptase	10000 U, 40000 U
Z03092	HRV-3C Protease, His Tag	100 U, 250 U, 500 U
Z02799	PreScission Protease	100 U, 250 U, 5000 U
Z03376	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03030	TEV Protease, His	1000 U, 10000 U
Z03691	SUMO Protease Animal-Free, His	250 U, 1000 U, 5000 U

药物代谢试剂盒

药代动力学 (PK) 和免疫原性研究 (ADA Assay) 在药物开发中至关重要，用于评估药物在体内的分布、代谢和免疫反应风险。金斯瑞提供专业的 PK 和 ADA Assay 试剂盒及原材料，支持方法开发，助力提高药物的安全性和有效性。

产品特点



降低风险

降低更换原材料的风险



节省时间

减少原料筛选和
方法开发时间



更专业

依据 FDA、NMPA 法规要
求开发方法后转化成
试剂盒产品



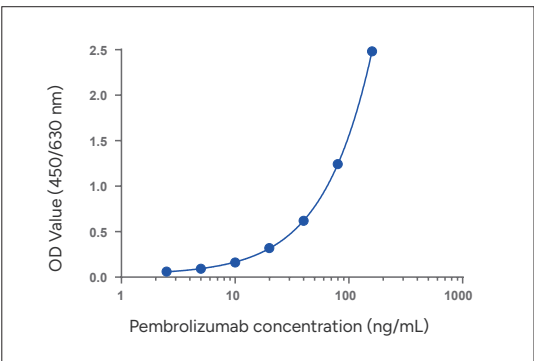
操作简单

利于实验室人员操作，
减少操作误差

实例

PK— L00968 Pembrolizumab Pharmacokinetic ELISA Kit

● Pembrolizumab Standard Curve



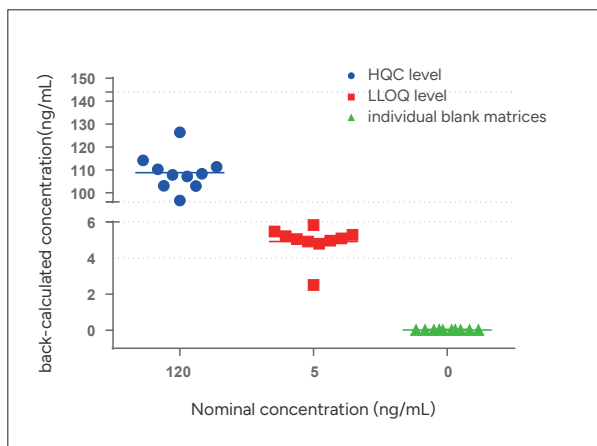
标准曲线：设置 6 个浓度点，标准曲线范围 160-2.5 ng/mL
(MRD(Minimum Required Dilution)=1:100 前的浓度)，
灵敏度：5 ng/mL。

● Intra-assay and inter-assay accuracy of the kit

Quality Control	Pembrolizumab (ng/mL)	Intra-assay (n=10)			Inter-assay (n=30)		
		Measured (ng/mL)	CV %	Accuracy %	Measured (ng/mL)	CV %	Accuracy %
P1	120	102.41	6.92	85.34	105.08	2.65	87.57
P2	30	29.58	3.88	98.61	31.00	0.83	103.33
P3	15	16.64	2.99	110.96	17.77	2.71	118.49

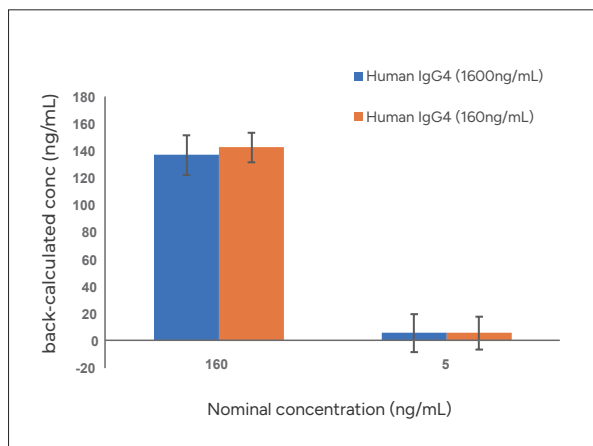
试剂盒精密度：批内精密度 < 7%，批间精密度 < 3%

Selectivity



图中虚线代表准确度 80% 和 120% 临界线；
HQC（高质控）水平选择性：100% 不同来源的空白个体基质的准确度 80.5%~105%，精密度 0.9%~6.4%；
LLOQ（定量下限）水平选择性：90% 不同来源的空白个体基质的准确度 95.8%~116.8%，精密度 1.0%~10.6%；
不同来源的空白个体基质：10 个不同来源的空白个体基质信号值都低于 LLOQ 信号值

Specificity analysis



添加 Human IgG4 (1600 ng/mL)，Pembrolizumab 在 ULOQ（定量上限）和 LLOQ（定量下限）水平准确度 85.6%~113.8%，精密度 2%~5.1%；
添加 Human IgG4 (160 ng/mL)，Pembrolizumab 在 ULOQ 和 LLOQ 水平准确度 89.1%~111.9%，精密度 0.4%~0.5%。

Hook effect analysis

Pembrolizumab (ng/mL)	Absorbance (OD 450/630nm)			CV%
	Duplicate 1	Duplicate 2	Average	
15,000	5.845	5.323	5.584	6.60
1,500	5.881	5.611	5.746	3.33
750	5.505	5.583	5.544	0.99

3 个高于 ULOQ 的样品浓度的准确性不受钩状效应（即由高浓度待测物引起的信号抑制）的影响。

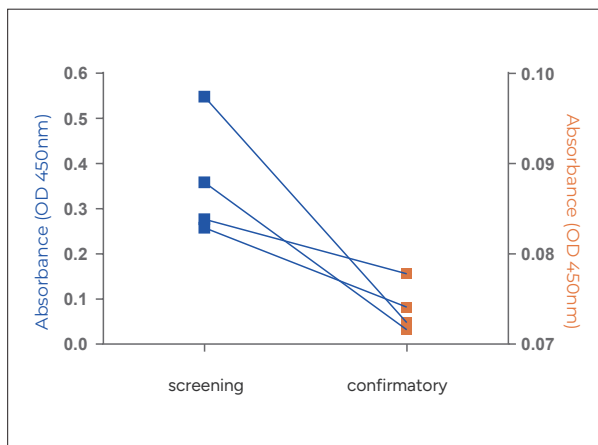
Dilutional linearity analysis

Dilution Factor	Expected Pembrolizumab (ng/mL)	Measured Pembrolizumab (ng/mL)	CV%	Accuracy%
1:2,000	7.5	8.496	0.28	113.28
1:1,000	15	17.215	2.27	114.77
1:100	15	15.406	1.21	102.71
1:50	15	15.597	2.92	103.98

通过 4 个不同的稀释比（稀释因子）对标准品进行稀释，经稀释因子校正后，每个稀释标准品的准确度 102.7%~114.8%，精密度 0.28%~2.9%。

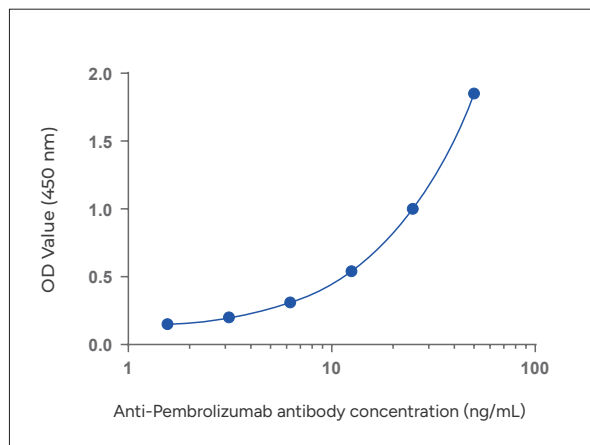
ADA — L00971 Pembrolizumab Immunogenicity Kit (Bridging ELISA)

Positive Control Antibodies Screening



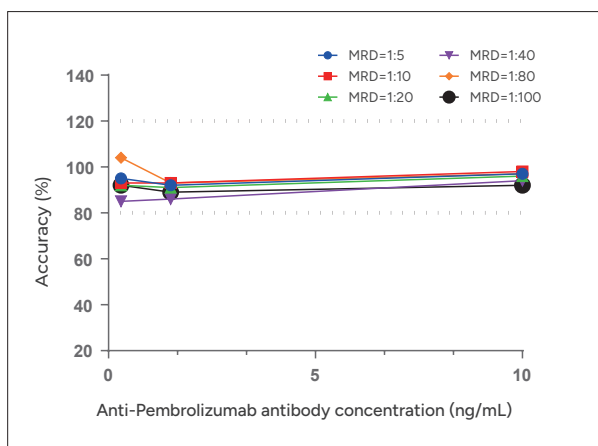
4 株抗体通过筛选试验确定灵敏度都大于 20 ng/mL，再通过确证试验证明 4 株抗体都可以作为阳性对照抗体，根据筛选和确证结果选择灵敏度高的抗体作为试剂盒最终选定的阳性对照抗体。

Anti-Pembrolizumab Standard Curve



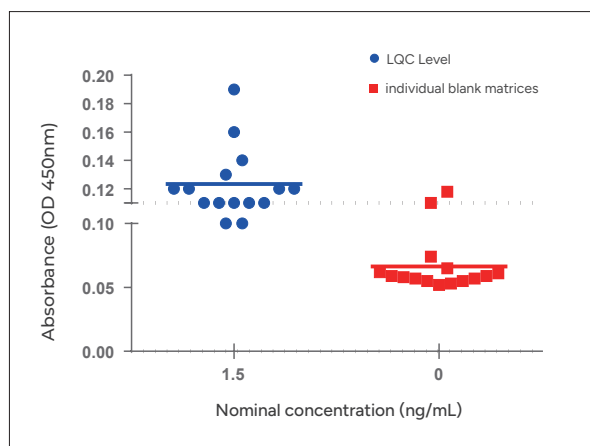
标准曲线：设置 6 个浓度点，标准曲线范围 50-0.78 ng/mL (MRD=1:5 前的浓度)，灵敏度：1.56 ng/mL。

MRD Analysis of Detection of Anti-Pembrolizumab in Biological Matrix



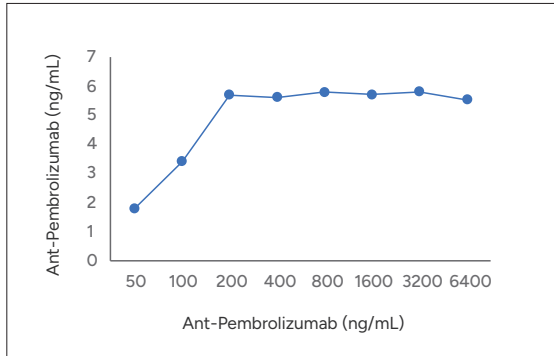
当 MRD=1:5 时，混合基质配制的样本信号值最接近样本稀释液配制的样本信号值。

Selectivity



图中虚线为筛选临界值线；
LQC（低质控）水平选择性：87%不同来源的空白个体基质的精密度 0.2%~8.5%，信号值不低于筛选临界值；
空白水平选择性：87%不同来源的空白个体基质的精密度 0.6%~14.3%，信号值低于筛选临界值。

● Hook effect analysis



随着 Anti-Pembrolizumab 浓度的升高信号值升高，高浓度样本信号值均高于标曲高点信号值，且信号值没有出现抑制的现象，在测试浓度范围内，没有出现 HOOK 效应。

● Intra-assay and inter-assay accuracy of the kit

Samples	Anti-Pembrolizumab (ng/mL)	Intra-assay (n=10)			Inter-assay (n=30)		
		Measured (ng/mL)	CV %	Accuracy %	Measured (ng/mL)	CV %	Accuracy %
P1	50	49.27	3.26	98.54	50.96	3.51	102.07
P2	7.5	7.75	4.27	103.37	8.22	4.17	110.32
P3	2.5	2.15	7.27	85.81	2.39	8.07	95.40

试剂盒精密度：批内精密度 < 8%，批间精密度 < 9%

产品列表

产品类型	产品名称	产品编号
Pharmacokinetic ELISA Kit	Pembrolizumab Pharmacokinetic ELISA Kit	L00968
	Bevacizumab Pharmacokinetic ELISA Kit	L00969
	Trastuzumab Pharmacokinetic ELISA Kit	L00970
	Pertuzumab Pharmacokinetic ELISA Kit	L00978
	Dxd ADC Pharmacokinetic ELISA Kit	L00972
	MMAE ADC Pharmacokinetic ELISA Kit	L00991
Immunogenicity Kit (Bridging ELISA)	Pembrolizumab Immunogenicity Kit (Bridging ELISA)	L00971
	Pertuzumab Immunogenicity Kit (Bridging ELISA)	L00979
	Trastuzumab Immunogenicity Kit (Bridging ELISA)	L01007

GenBuilder™ DNA Assembly

Mechanism of action

GenBuilder 高效无缝克隆技术是金斯瑞自主研发的一项高效同源重组技术，它利用目的片段两端和载体两端含有相同的序列，在 GenBuilder Master Mix 作用下完成高效的同源重组，构建重组载体。GenBuilder 和高配版的 GenBuilder Plus 是改良后的同源重组技术，能够高效完成多达 12 个片段的克隆，克隆大片段的效率也是优于市面其他产品。GenBuilder 除了能够完成克隆实验外，还能进行点突变和构建突变文库等实验。

产品特点



操作简便

单管反应 15 min 完成连接实验



无载体限制

可以连接到任意载体中



无酶切位点限制

可以在载体任意位点插入目的片段



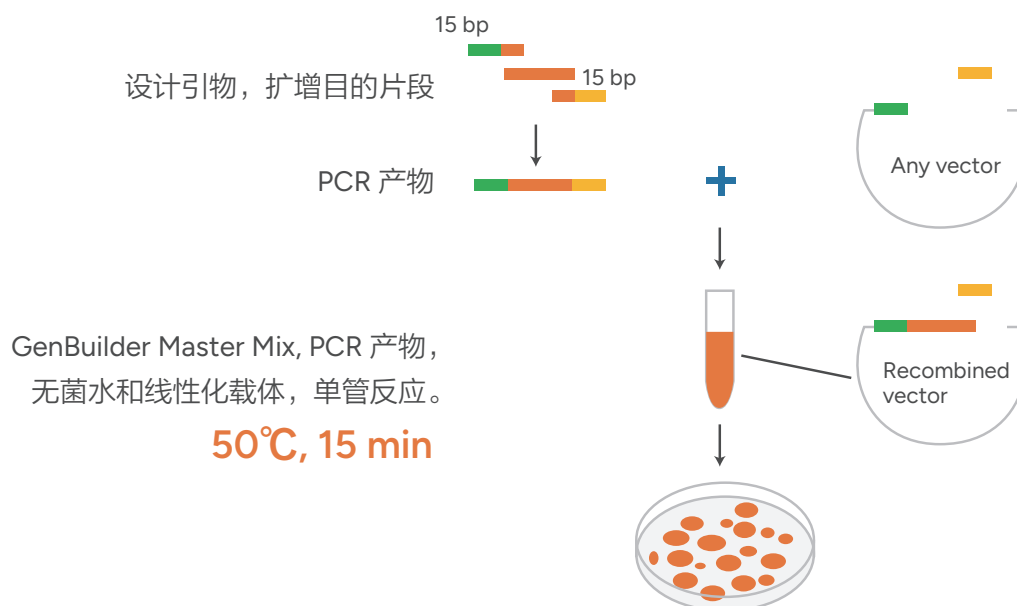
多片段连接

能够高效完成 12 个片段的连接实验

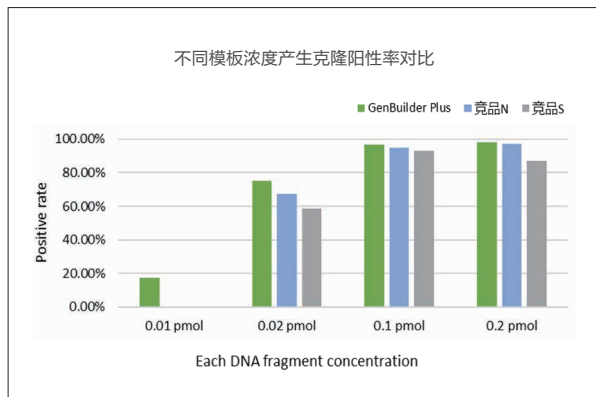


可克隆未纯化的 DNA 片段

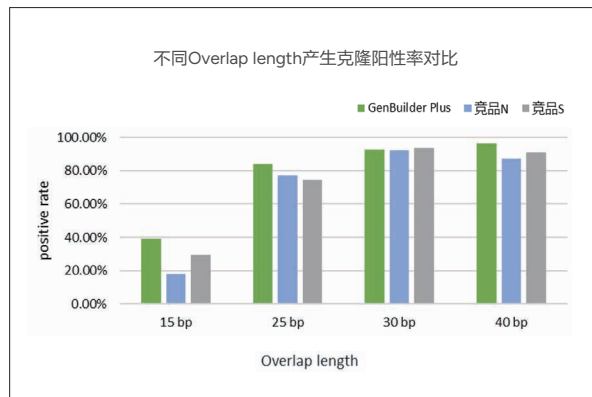
反应示意图



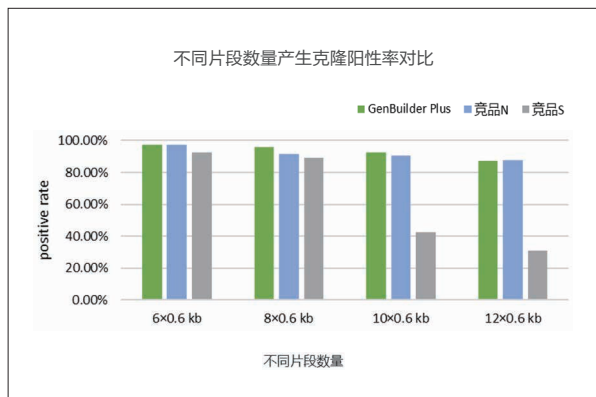
验证数据



在相同检测条件，不同模板浓度下，GenBuilder Plus 的阳性率优于竞品的试剂盒。



在相同测试条件，不同 Overlap length 下，GenBuilder Plus 的阳性率优于竞品的试剂盒。



在相同检测条件，不同片段数下，GenBuilder Plus 的阳性率均优于竞品的试剂盒。

产品列表

产品名称	规格	目录号
GenBuilder™ Ultra Cloning Kit	10 reactions/50 reactions	L01150

08

IVD 抗体

- 常规 IVD 原料
- 抗原
- 其它产品

IVD 抗体

金斯瑞是体外诊断试剂生物活性原料的核心制造商。针对体外诊断市场的重要靶点，公司已研制出 80+ 种原料，开发了 200+ IVD 产品，成功构建了 50+ 稳定细胞株。金斯瑞诊断原料被广泛应用在专业大型企业的体外诊断试剂的研制及生产中，目前已有超 50 家客户完成产品的报批、量产。

金斯瑞承担 2023 国家重点研发计划“体外诊断试剂关键原料研发”项目中的肿瘤、心脑血管疾病、阿尔茨海默病等免疫检测试剂所需的高性能抗原抗体研制任务，其研制的心脑血管疾病、肿瘤、阿尔茨海默病、感染与炎症和激素检测等领域抗原抗体原料，经时间分辨免疫荧光层析、胶体金、化学发光、胶乳比浊或酶联免疫等多种应用平台检验。原料的灵敏度、特异性和线性范围不低于同类体外诊断进口试剂的性能指标，与同类进口试剂具有良好的相关性，如 Myoglobin、CKMB、BNP、CA199 和 IL6 等近年重磅推出的抗体原料，均获得市场广泛好评。

金斯瑞通过稳定细胞系和大规模发酵技术有效降低原料的生产成本，提供高品质、高性价比的诊断原料。尤其是其中 AFP、CEA、CRP、SAA、Myoglobin 和 CKMB 等是具有成本优势的抗体原料。

金斯瑞体外诊断原料优势

金斯瑞诊断原料是经生物药开发与生产技术、体外诊断方法学验证和 ISO13485/ISO9001 双重质量管理体系研制和生产，产品具有性能高、产量大和稳定性好的优点。

高性能

- 通过化学发光、免疫层析或胶乳比浊等方法验证
- 满足灵敏度、特异性和定量范围不低于同类体外诊断进口试剂的性能指标

产量大

- 高表达稳转细胞系生产
- 摇瓶发酵罐程序化生产 mg 到 kg 级原料
- 最高单批次产量为 100-300g / 6-8 周

稳定性好

- 采用免疫活性，OD280 和 HPLC 纯度/聚集度分析等多种质控方法
- 通过批间稳定性、效期稳定性和运输稳定性测试

疾病/ 实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
骨代谢	25-OH VD3 	V00101	32F9C4	重组鼠单抗	-	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶体金
	25-OH VD2 & VD3 	V00201	2E16	重组鼠单抗	-	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光/量子点
		V00202	D23HC	重组人单抗		
	PTH 	V08701	8H4HC	重组人单抗	M18-3-8H4HC 8H4HC-NT7HC 8H4HC-NT7M	酶联免疫/化学发光
		V08702	NT7HC			
		V08703	M18-3	重组鼠单抗		
		V08704	NT7M			
心脑血管疾病	cTnI 	V00301	5C7	重组鼠单抗	(32CD+6D11)-5C7 5C7-24E40HC 32CD-5C7 5C7-6D11 (32CD+6D11)-5C7HC	酶联免疫/化学发光/荧 光层析/胶体金/微流控
		V00302	6D11			
		V00303	32CD			
		V00306	5C7HC	重组人单抗		
		V00308	24E40HC			
	cTnT 	V00401	25C11	重组鼠单抗	26D7-25C11 1H5C2-4B6 4B6H2-12F6	酶联免疫/化学发光
		V00402	26D7			
		V00403	1H5C2			
		V00404	4B6			
		V00405	4B6H2			
V00406		12F6				
心脑血管疾病	Myoglobin 	V00501	15C2	重组鼠单抗	15C2-16D3 16D3-15C2 M8D-M8A	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/化学发光/ 胶体金/微流控
		V00502	16D3			
		V00503	M8A			
		V00504	M8D			
	BNP 	V00601	13C1	重组鼠单抗	13C1-14D5 13C1-60C5 1B14-14D5	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/微流控
		V00602	14D5			
		V00603	1B14			
		V00605	60C5			
	NT-proBNP 	V00704	3B42HC	重组人单抗	3B42HC-22B11 10B11-22B11 22B11-20C1	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光
		V00705	10B11	重组兔单抗		
		V00706	22B11	重组鼠单抗		
		V00710 	20F13			
		V00711 	20C1			
	h-FABP 	V00901	27C1C	重组鼠单抗	27C1C-HC29 28D1E-27C1C 27C1C-28D1E	酶联免疫/化学发光/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光
V00902		28D1E	重组人单抗			
V00904		HC29				
S100 	V01001	2AC	重组鼠单抗	2AC-2BD1 B7B-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点	
	V01002	2BD1				
	V01003	B7B				
CK-MB 	V01301	1F7	重组鼠单抗	8D8HC-1F7 1F7-8D8 8D8-2F1	酶联免疫/化学发光/荧光层析/ 时间分辨免疫荧光/微流控/ 胶乳比浊	
	V01302	8D8				
	V01303	2F1				重组人单抗
	V01304	8D8HC				

疾病/ 实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
心脑血管疾病	D-dimer	V01402	18D4	重组鼠单抗	16D25-15C18 16D25-18D4 15C18-18D4 15C18-16D25	酶联免疫/荧光层析/化学发光 /时间分辨免疫荧光/胶体金/ 胶乳比浊
		V01403	15C18			
		V01404	16D25			
		V01408	1F3			
	Lp-PLA2	V01101	9C42	重组鼠单抗	9C42-10D46	酶联免疫/胶乳比浊/荧光层析 /时间分辨免疫荧光/化学发光
		V01102	10D46			
	cMyBp-c	V01201	9B11C5	重组鼠单抗	9B11C5-2G2F3	酶联免疫
		V01202	2G2F3			
	hsCRP	V01501	11C2	重组鼠单抗	11C2-12D6 5D2-12D6	酶联免疫/胶乳比浊/荧光层析 /时间分辨免疫荧光
		V01502	12D6			
		V01507	5D2			
	ST2	V06101	6B3	重组鼠单抗	6B3-8H6 6B3-16G5	酶联免疫/荧光层析/ 微流控/化学发光
		V06102	8H6			
		V06103	16G5			
肾损伤标志物	NGAL	V01601	5A9D12	重组鼠单抗	5A9D12-4C10A7	酶联免疫/胶乳比浊/ 荧光层析/胶体金/微流控
		V01602	4C10A7			
优生优育	PAPP-A	V01701	19D1	重组鼠单抗	1AC2-19D1	酶联免疫/胶体金
		V01702	1AC2			
	AMH	V05201	38C9	重组鼠单抗	38C9-39D7 38C9-103D6 39D7-103D6 A9C27-39D7 A10C27-38C9	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V05202	39D7	重组鼠单抗		
		V05204	103D6	重组兔单抗		
		V05206	A9C27	重组鼠单抗		
		V05207	A10C27			
	HCG	V07002	5B8	重组鼠单抗	5B8-46H8 5B8-5A8 5A8-5B8	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V07003	46H8			
		V07004	5A8			
	sFlt-1	V28301	1A5	重组鼠单抗	1A5-1F2	酶联免疫
		V28302	1F2			
	PLGF	V28401	2A3	重组鼠单抗	2A3-1H2	酶联免疫
		V28402	1H2			
感染与炎症	PCT	V01803	18D2	重组鼠单抗	18D2 -PE21 PE21-PE9 PE9-16A1 16A1-PE9 PE9-18D2 18M3-PE9	PE9-12C5 E72-16A1 酶联免疫/化学发光/时间分 辨免疫荧光/荧光层析
		V01804	16A1			
		V01805	18M3			
		V01807	PE21			
		V01809	PE9			
	Calcitonin	V01902	12C5	重组鼠单抗	18M3-PE9	E72-16A1
		V01904	E72			
	SAA	V02001	8C7	重组鼠单抗	8C7-6F9 6F9-8C7 MLB2-ML95 MLB2-8C7	酶联免疫/时间分辨免疫 荧光/荧光层析 胶乳比浊/化学发光
		V02002	6F9			
		V02006	MLB2			
		V02007	ML95			

疾病/ 实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
感染与炎症	IL6 	V06401	55E9	重组鼠单抗	55E9-55C6	酶联免疫/化学发光 /荧光层析
		V06403	55C6		55C6-55E9	
		V06407	125B3	重组兔单抗	125B3-55C6	
	CRP 	V01502	12D6	重组鼠单抗	2R4-12D6	酶联免疫/胶乳比浊
		V01505	2R4			
肿瘤标志物	CEA 	V06201	RC66	重组鼠单抗	RC66-RC67	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V06202	RC67			
	AFP 	V06301	RC6A	重组鼠单抗	RC6A-RC6B	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光
		V06302	RC6B			
	PSA	V07301	8A12	重组鼠单抗	7H2-8A12	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V07302	7H2		8A12-7H2	
	CA72-4	V08001	44E48	重组鼠单抗	44E48-D31	酶联免疫/化学发光
		V08002	D31		44E45-D31	
		V08003	44E45 			
	CA125 	V05901	C33	重组鼠单抗	D34-C33	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V05902	D34			
	CA199 	V08401	19C7HC	重组人单抗	19C7HC-19C7HC	酶联免疫/化学发光
		V08402	9H9	重组鼠单抗	9H9-19C7HC	
	PG I 	V05601	5F2	重组鼠单抗	8C4-5F2	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/化学发光/ 胶体金
		V05603	1H5		1H5-5F2	
		V05604	8C4		8C4-1H5	
	PG II 	V05701	61C4	重组鼠单抗	7E8-5D5 7E8-1H9 7E8-61C4 7G1-8F5	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/化学发光/ 胶体金
		V05702	5D5			
		V05703	1H9			
		V05704	7E8			
		V05705	7G1 			
		V05706	8F5 			
	PIVKA II 	V06701	1C5	重组鼠单抗	1C5-2D7 6C4-2D7	酶联免疫/化学发光
		V06702	2D7			
		V06703	6C4			
	CA242 	V06001	1A6	重组鼠单抗	1A6-1E1HC	酶联免疫/化学发光
		V06002	1E1HC	重组人单抗		
	S100	V01001	2AC	重组鼠单抗	2AC-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点
		V01002	2BD1		B7B-2BD1	
		V01003	B7B			
	NSE 	V08901	19A1	重组鼠单抗	19E2-19A1	酶联免疫/化学发光
		V08902	19E2			
	SCCA 	V08501	SC1	重组鼠单抗	SC9-SC1	酶联免疫/化学发光
		V08502	SC4		SC4-SC1	
		V08503	SC9			
	CA15-3 	V08601	15D3HC	重组人单抗	25E3-15D3HC	酶联免疫/化学发光
		V08602	25E3	重组鼠单抗	25E3-A5D8	
		V08603	A5D8	重组鼠单抗		

疾病/ 实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
肿瘤标志物	Pro-GRP ^{NEW}	V09801	1C10	重组鼠单抗	1C10-11B5 11B5-1C10	酶联免疫
		V09802	11B5			
	Ferritin ^{NEW}	V09001	1C2	重组鼠单抗	1C2-1H3 1H3-1C2	酶联免疫
		V09002	1H3			
糖代谢	Hemoglobin ^{HOT}	V07502	3B2	重组鼠单抗	3B2-4G1	酶联免疫/时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/胶乳比浊
	HbA1c ^{HOT}	V07602	4G1			
激素	TSH ^{HOT}	V08101	26A7	重组鼠单抗	26A7-CA8 26A7-CT1 CA8-CT1	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V08102	CA8			
		V08103	CT1			
	T3 ^{HOT}	V06501	HCT3	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
性激素	T4 ^{HOT}	V06601	HCT4	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	Progesterone ^{NEW}	V09201	5F2HC	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	Testosterone ^{NEW}	V10601	7B7HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
		V10602	8A4HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
	Estradiol ^{NEW}	V28801	2H3HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
	Estriol ^{NEW}	V14201	3H3HC	重组人单抗	-	化学发光
血清学	Human IgE ^{HOT}	V05301	RC7H	重组鼠单抗	RC13-RC7H	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶乳比浊
		V05302	RC13			
	TSHR ^{NEW}	V29001	M22HC	重组鼠单抗	-	酶联免疫
阿尔茨海默症	Beta-amyloid (1-42) ^{NEW}	V28701	25G13	重组鼠单抗	25G13-6E8 6E8-25G13	酶联免疫
		V28702	6E8			
	Beta-amyloid (1-40) ^{NEW}	V28702	6E8	重组鼠单抗	6E8-A40	酶联免疫
		V28704	A40			
	p-Tau181 ^{NEW}	V30001	A2F	重组鼠单抗	A2F-A10	化学发光
	Tau ^{NEW}	V30002	A10			
传染病	HIV-1 p24 ^{NEW}	V24001	-	免多抗	-	-
		V10901	P152	重组鼠单抗	P152-15B2HC 5A4-15B2HC P152-5A4 15B2HC-5A4 M564-P152	酶联免疫/化学发光
		V10902	M564			
		V10903	5A4			
	HCV ^{NEW}	V10904	15B2HC	重组人单抗		
		V10803	45F4	重组人单抗	45F4-29D	酶联免疫/化学发光
免疫组化	ALK ^{HOT}	V10805	29D	重组鼠单抗		
		V02101	4A4	重组鼠单抗	-	免疫组化
		V02201	2E5			
	PD-1	V02302	2B3	重组兔单抗	-	免疫组化
	PD-L1	V02303	1H3			
	MSH6	V08201	3B6			
	Human Kappa Light Chain ^{HOT}	V06801	2F1C1	重组鼠单抗	-	免疫组化/流式细胞术
	Human Lambda Light Chain ^{HOT}	V06901	2D54			
工具抗体	FITC ^{HOT}	V90101	F11	重组兔单抗	-	
	Biotin ^{HOT}	V90201	53C8			
	Mouse IgG (H&L)	V90301	76F10	重组鼠单抗	-	
	Human IgG Fc	V90401	50D4			
	Human IgM μ Chain ^{NEW}	V90502	M3HC	重组人单抗		

抗原

名称	目录号	来源
25-OH VD3-BSA 	T00101	化学合成
25-OH VD3-HRP	T00102	化学合成
PIVKA II	T06702	<i>E.coli</i>
SAA	T02002	<i>E.coli</i>
D-dimer 	T01401	<i>Nature</i>
FDP 	T11001	<i>Nature</i>

抗原 & 其它产品

Others

名称	目录号
碱性磷酸酶（ALP）稳定剂 	H00401

附录

- 订购指南
- 售后声明

订购指南

步骤一 查找编号	方式一：通过网站或产品目录册等资料，确定产品编号（比如：A00186）。
	方式二：或直接将咨询信息，发送至邮箱 product@genscript.com.cn 进行咨询。
步骤二 下订单	方式一：在官网（ https://www.genscript.com.cn/customer/login ）完成“注册”成为会员，根据《产品在线订购操作指导》，选择产品，加入购物车，确认信息后完成在线订购，在线跟踪物流进程。
	方式二：通过以下电话联系我们，并将对应产品货号及数量信息提供给我们客服 400-025-8686 转 5810/5312/5205/5256/4246 025-58897288 转 5810/5312/5205/5256/4246

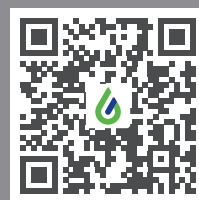
售后声明

为了向中国地区（仅大陆地区）客户提供金斯瑞完善的服务，在中国地区销售的所有产品必须由金斯瑞生物科技有限公司进行直销或分销。

1. 金斯瑞生物科技有限公司仅受理正规渠道进口的产品的售后服务。金斯瑞生物科技有限公司对于非正规渠道进口，运输及储存的产品不负责售后服务。如有若干经销商未经金斯瑞生物科技有限公司允许在中国大陆地区销售其私自分装的产品，并以金斯瑞的品牌及货号进行销售，或私自改换金斯瑞产品标签进行销售，金斯瑞生物科技有限公司对此渠道销售产品在分装中的质量不予担保，亦不负责售后服务。
2. 如果从经销商处订购产品，请通过经销商向我司反映产品的问题，以便我司查找相应订单及信息，调查和分析原因，为您提供合适的解决方案。
（经销商具体联系请直接访问官网导航：首页 >> 产品 >> 技术支持 >> 联系我们）
3. 本目录中所提供的产品价格仅为市场参考价，实际销售价格会因市场变化而调整。
4. 客户在签收产品前核实验收的产品，包括名称，包装完整度，数量及状态等，如签收前有疑问，请拒绝签收，并通过客户热线或邮箱联系我司或当地经销商。经证实后，我司将负责售后产品的免费调换。

金斯瑞生物科技有限公司官网有完整的产品信息，多种最新生物信息学在线工具及其它多种资源，如果想查看最新的产品信息，请直接访问官网：www.genscript.com.cn

地址：江苏省南京市江宁科学园雍熙路28号
网址：www.genscript.com.cn
邮箱：product@genscript.com.cn
咨询电话：400-025-8686（各地区分机号扫码查看）
售后电话：400-025-8686分机6707



联系我们