

# 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

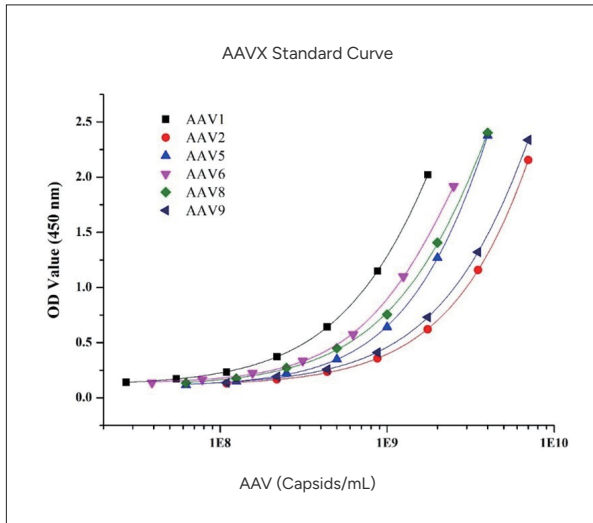


**标准品：**提供 AAV2 标准品，金斯瑞自产的 VLP (Virus-like particle)

\*其他血清型的标准品，需单独向金斯瑞单独购买

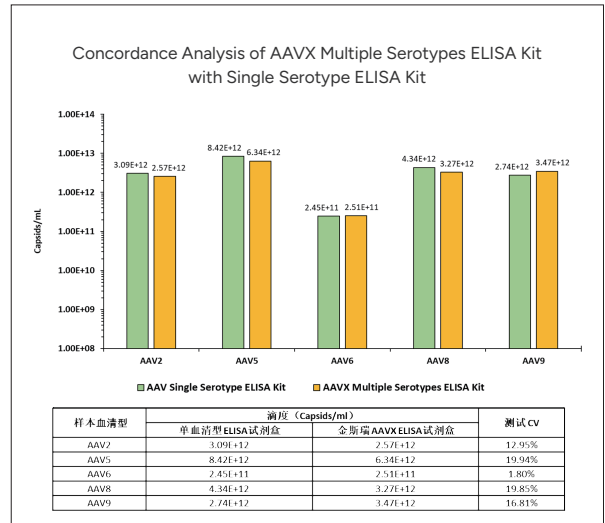
## 验证数据

### 标准曲线



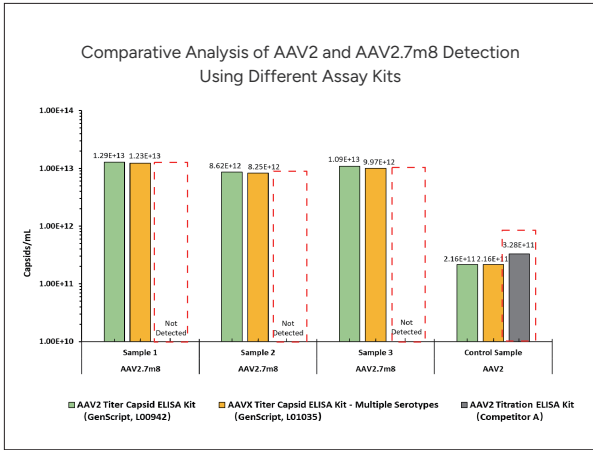
不同 AAV 血清型标准品建立的标准曲线。

### 多血清型通用检测



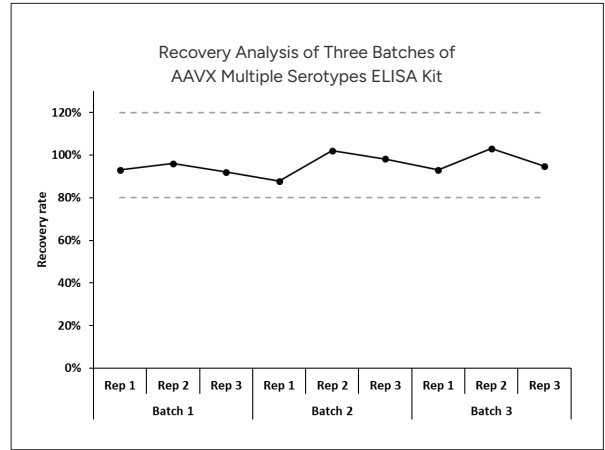
AAVX ELISA 试剂盒与不同的单血清型 ELISA 试剂盒的检测结果一致。

● AAV2.7m8 检测适用



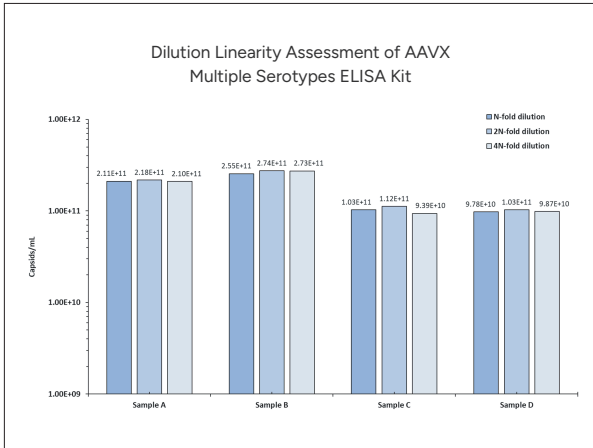
- AAV2.7m8 滴度检测：AAVX ELISA (L01035) 和 AAV2 ELISA (L00942) 试剂盒均适用且测值高度一致。
- 竞品无法检测 AAV2.7m8。

● 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