

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



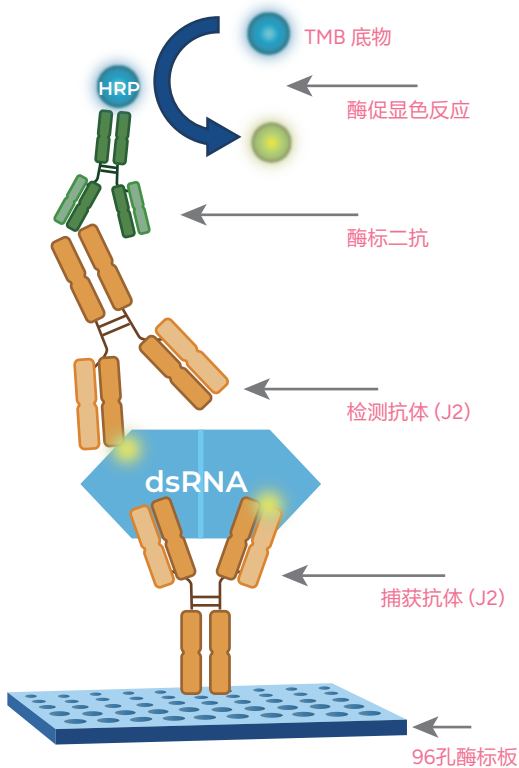
标准品

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

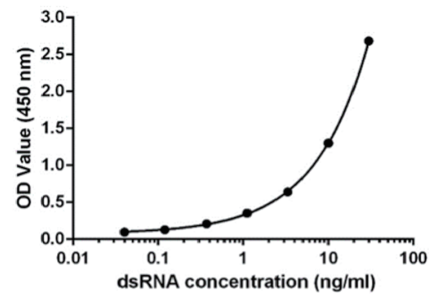
*标准品参考 Moderna 发表文献中的长度和工艺进行合成

检测原理



标准曲线

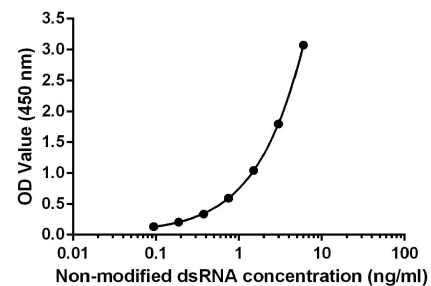
Standard curve with 400 bp m1Ψ dsRNA standard



*使用 400 bp m1Ψ 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

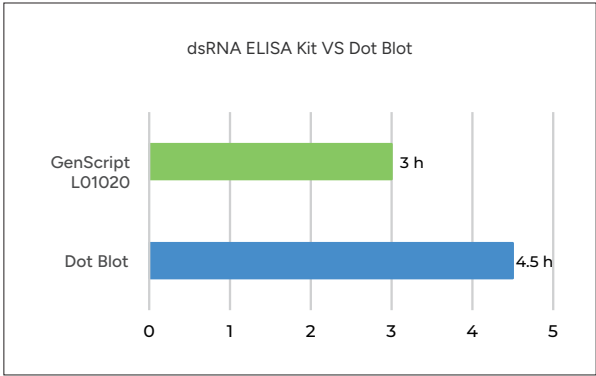


*使用 400 bp 的非修饰 dsRNA 标准品评估 L01020

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

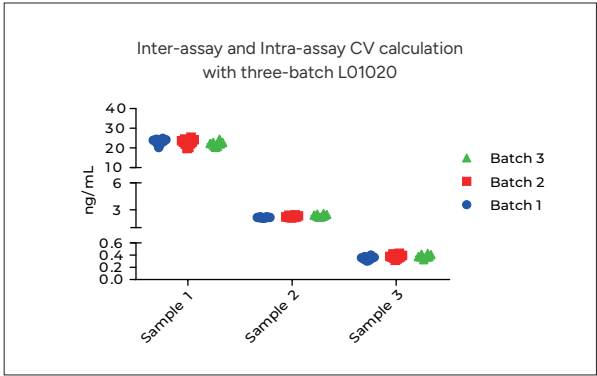
产品性能

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 ≤ 10%

稀释线性佳

Dilution Factor	Expected dsRNA Conc. (ng/mL)	Measured dsRNA Conc. (ng/mL)	Accuracy%
1,000	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