

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



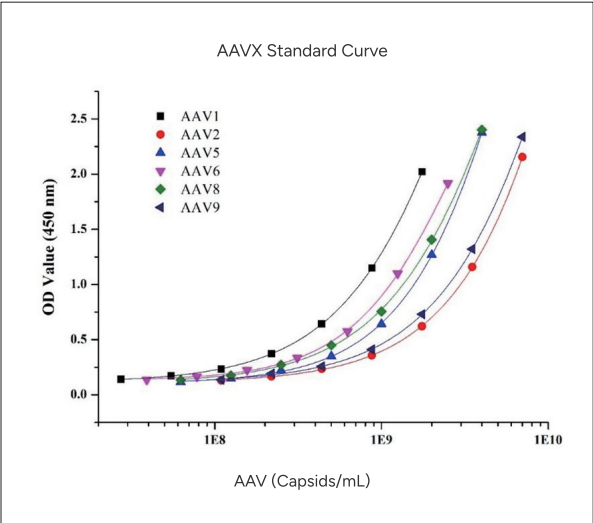
减少成本
无需购买多个单血清型试剂盒



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

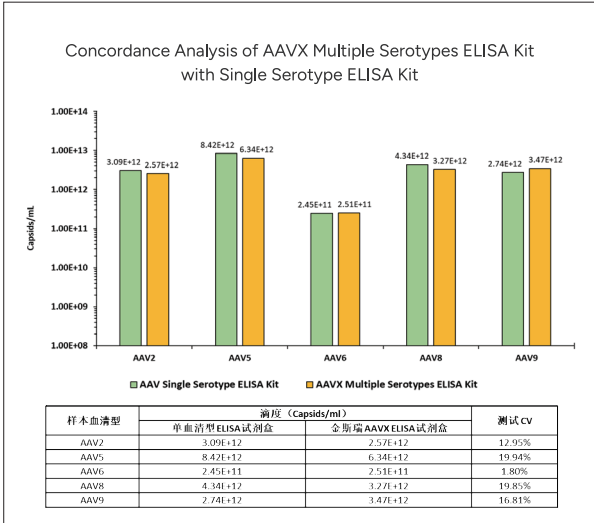
验证数据

标准曲线



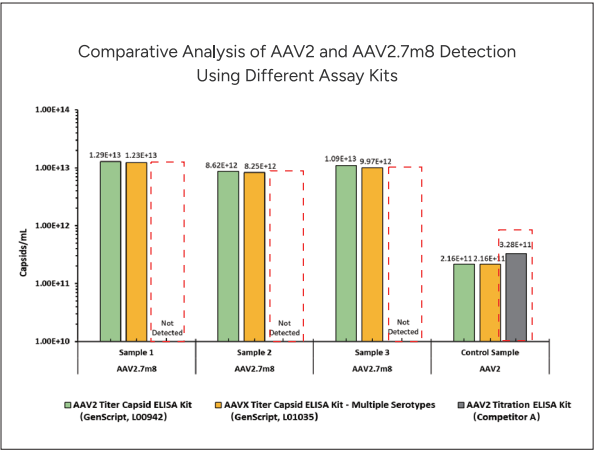
不同AAV血清型标准品建立的标准曲线。

多血清型通用检测



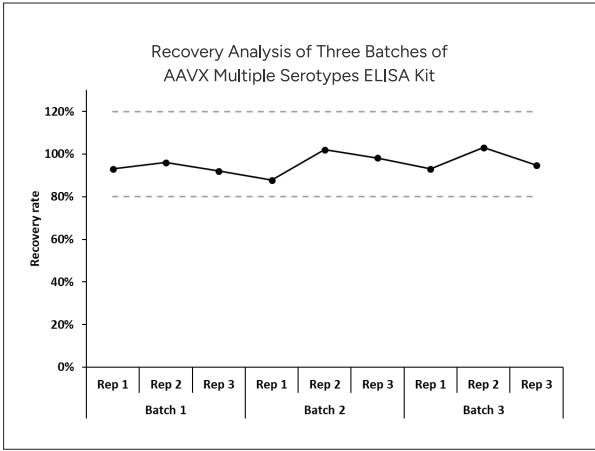
AAVX ELISA试剂盒与不同的单血清型ELISA试剂盒的检测结果一致。

● AAV2.7m8 检测适用



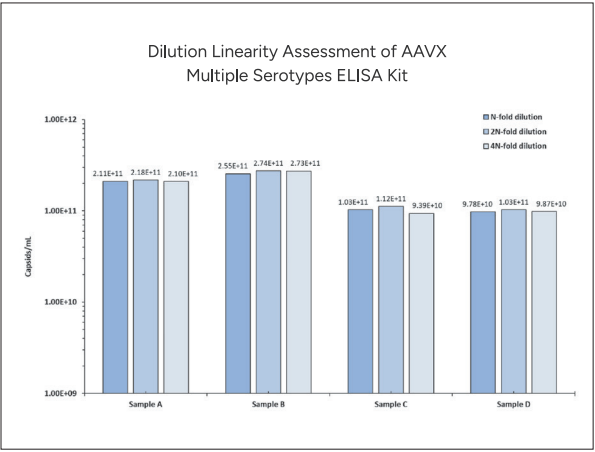
- AAV2.7m8滴度检测：AAVX ELISA (L01035) & AAV2 ELISA (L00942)试剂盒均适用且测值高度一致。
- 竞品无法检测 AAV2.7m8。

● 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。