

# 全面检测 Fc 效应机制：简化、整合的工作流程

## 您是否在寻求更可靠、更简化的 Fc 效应子表征方案？

无论您是在开发新型抗体，还是确保生物类似药的可比性；从早期的抗体发现阶段，到 IND（临床试验申请）、BLA（生物制品许可申请），再到批次放行（lot release）——您都期望获得：

- 节省时间，摆脱繁琐费力的操作流程；
- 可扩展、高灵敏度且易于使用的检测平台；
- 符合监管指南、准确且可直接用于决策的数据。

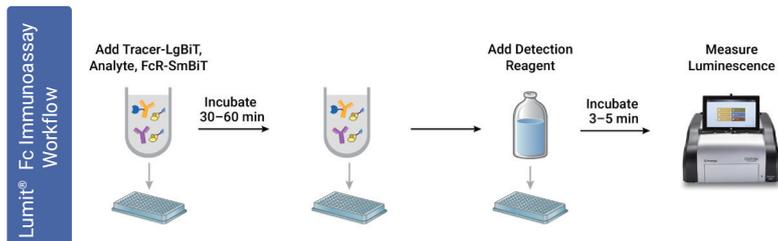
Promega Fc 效应子检测方案提供了一整套完整的工作流程，旨在精准满足您的需求：

- 凭借 Lumit<sup>®</sup> Binding Immunoassays（Lumit<sup>®</sup> 结合免疫检测法）实现生化水平的精确测定
- 符合 ICH 标准、稳健可靠的 Reporter Bioassay（报告基因生物检测法）
- 依托 HiBiT Target Cell Killing Bioassay（HiBiT 靶细胞杀伤生物检测法）获得高生理相关性的细胞毒性数据

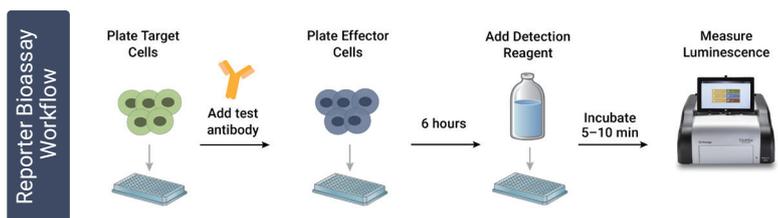
特性	Lumit <sup>®</sup> 免疫检测法	报告基因生物检测法	HiBiT 靶细胞杀伤生物检测法
检测形式	生化结合检测	基于细胞的功能报告基因检测	原代效应细胞与靶细胞配对的功能检测
通量 / 可扩展性	96 或 384 孔板	96 或 384 孔板	96 孔板
获得结果的时间	快速：60 分钟	短：6 小时	灵活：6-24 小时
数据类型	结合活性的筛选与排序	功能机制 / 效价测定	细胞裂解与细胞毒性定量
适用研发阶段	早期发现、先导分子生成与优化	临床前研究、cGMP 环境下质控 / 批次放行	桥接研究
仪器设备	标准发光检测仪		

## 为何选择 Fc 效应子功能检测？

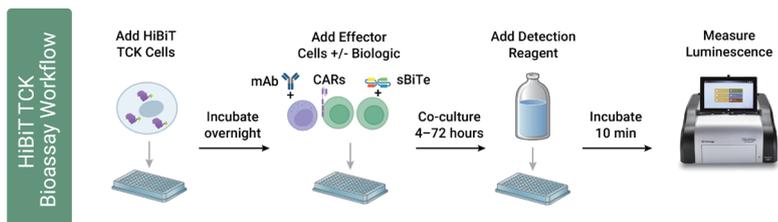
一套全面的 Fc 效应子检测方案，实现无缝工作流程：



Lumit® Immunoassay	VS	ELISA
无洗涤步骤		多步洗涤
获得结果：1 小时		获得结果：4 小时 +
无需固定		固定可能带来干扰等假象



Reporter Bioassays	VS	Primary Cell Assay
标准化试剂		高的供体变异性
符合 ICH 认证的		无 ICH 认证
适用于效能测试		低的定量稳健性



HiBiT TCK Bioassays	VS	Cytotoxicity Assays
抗原特异性细胞死亡		非特异性杀伤
宽动态范围		低动态范围
发光读数		高度可变

为抗体研发从早期发现到批次放行的全流程提供支持：

- Lumit® 结合免疫检测 可在进入功能实验前，实现对候选抗体的快速筛选与分级排序。
- 报告基因生物检测 采用符合 ICH 标准的工程化效应细胞，直接测量 Fcγ 受体激活水平。
- HiBiT® 靶细胞杀伤生物检测 使用经过作用机制验证的原代细胞，确认 ADCC 与 ADCP 活性，验证 Fc 效应子功能。

使用标准发光检测仪配合 Bio-Glo® 萤光素酶试剂，可获得基质干扰小、信号稳定明亮、变异度低的精确数据。

### 普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司

地址：北京市东城区北三环东路 36 号  
环球贸易中心 B 座 907-909  
电话：010-58256268  
传真：010-58256160

网址：www.promega.com  
技术支持电话：400 810 8133  
技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com  
更新时间：2026.03



关注 Promega  
生命科学



联系 Promega  
授权经销商