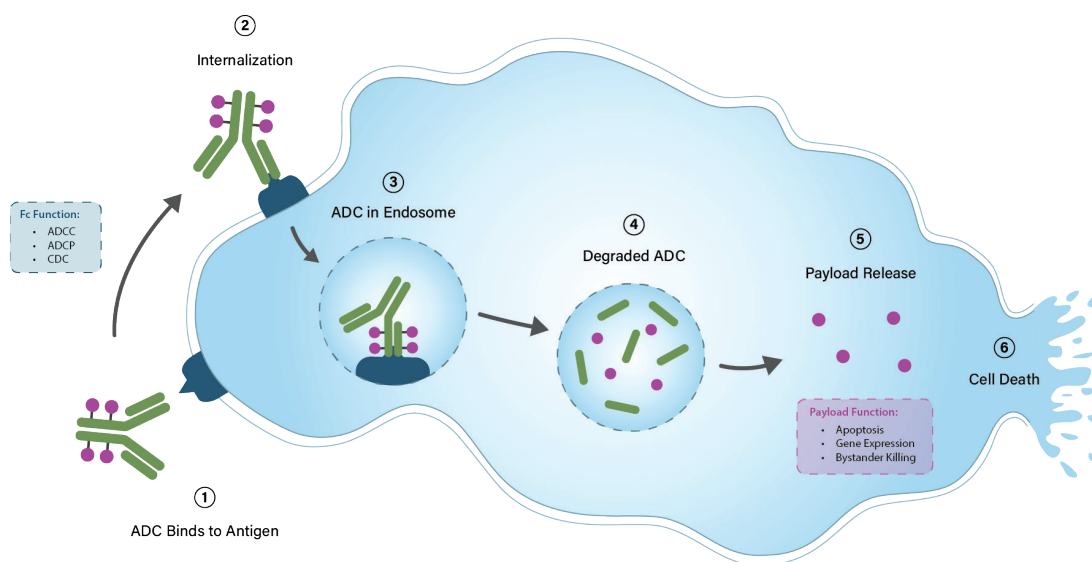


加速 ADC 候选分子评价与优化

全面的生物学数据是推动 ADC 候选分子筛选与优化的重要基础。Promega 提供贯穿 ADC 研发全流程的生物检测解决方案，覆盖抗体工程、抗体内化、Fc 效应子功能、Payload 功能及药效研究，助力候选药物的高效筛选与开发。



工作流适配

灵活且易于集成

- 可扩展性：从早期发现筛选到质量控制（QC）及批次放行检测
- 通过固相纯化和偶联流程简化您的工作流程，深入探究内化效率的具体细节，并准确评估 ADCs 的功能性和特异性
- 提供针对 ADC 特定实验设计的广泛技术支持和应用说明

技术优势

生物发光灵敏度

- 与荧光方法相比，NanoLuc® 和 HiBiT 技术提供更优的信背比。
- 均相、无需洗涤的 Lumit® 免疫测定模式，适用于高通量 Fc 筛选。
- 实时动力学读数可捕捉细胞死亡的完整进程——而不仅仅是终点数据。
- 蛋白质降解剂和寡核苷酸载荷的作用。

关键应用

获得更全面的 ADC 关键数据

- 快速筛选大规模抗体候选库，并在开发早期淘汰内化能力较低的候选抗体。
- 利用可重复的定量细胞毒性数据，比较不同候选分子的 payload 效应。
- 在表征 Payload 活性的同时，并行评估 ADCC、ADCP 和 CDC 等抗体效应功能。
- 使用专为 ADC 偶联物设计的质谱级蛋白酶，实现一致的肽段图谱分析。

覆盖 ADC 关键研究环节的创新工具平台

抗体工程

Trypsin Platinum, Arg-C Ultra, 和 rChymoSelect 可实现可靠的肽图谱分析和药物-连接子位点识别。

Tryptic Proteases

- Arg-C
- Trypsin Platinum

Orthogonal Proteases

- IdeS/Z
- rChymoSelect NEW

Fc 效应子功能

Lumit FcγR binding assays 和 ADCC/ADCP reporter bioassays 可全面了解 Fc 介导的活性。

Fc Effector Activity Bioassays

- ADCC: V158/F158
- ADCP: H131/R131

Lumit® FcγR Binding Immunoassays

- FcγRIIIa (V158/F158)
- FcγRIIa (H131/R131)
- FcγRI
- FcγRIIb

抗体内化

定量并比较 ADC 摄取。抗体内化生物测定法 (Antibody Internalization Bioassay) 可提供快速、发光的高通量结果, 无需流式细胞术。

Antibody Internalization Bioassay

NEW

- 抗原特异性内化
- 适用于贴壁细胞和悬浮细胞
- 无 pH 依赖性染料

Payload 功能

CRISPR-HiBiT 报告基因细胞与发光检测法可提供针对敲低和基因调控的快速蛋白水平读数。

Targeted Protein Degradation

- Nano-Glo® HiBiT Lytic
- NanoBRET®
- HaloPROTAC3

Targeting RNA

- CRISPR-HiBiT
- Nano-Glo® Dual-Luciferase®
- NanoBRET®

细胞毒性

这些工具提供实时和终点分析, 揭示 ADC 载荷如何影响靶细胞的存活与死亡机制, 这对于优化治疗设计和疗效至关重要。

Cell Viability, Proliferation and Cytotoxicity Assays

- CellTiter-Glo® 2.0
- CytoTox-Glo™
- LDH-Glo™
- RealTime-Glo™ MT

细胞死亡

选择合适的检测方案, 验证靶点选择性、评估候选分子间的旁观者杀伤效应以及细胞因子释放谱。

Lumit® Cytokine Immunoassays for Biologics

- IL-6
- IIL-2
- IIFN-γ

Target Cell Killing Bioassays

- Raji (HiBiT)
- Primary Effector Cells
- ViaScript®

Apoptosis Assays

- Caspase-Glo®
- RealTime-Glo® (Annexin V)

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: 2026.09



关注 Promega
生命科学



联系 Promega
授权经销商