

72h 实时细胞活力检测

降本增效，让每一份珍贵样本“物尽其用”

限时
优惠 7 折

2026.08.10-11.30

RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay

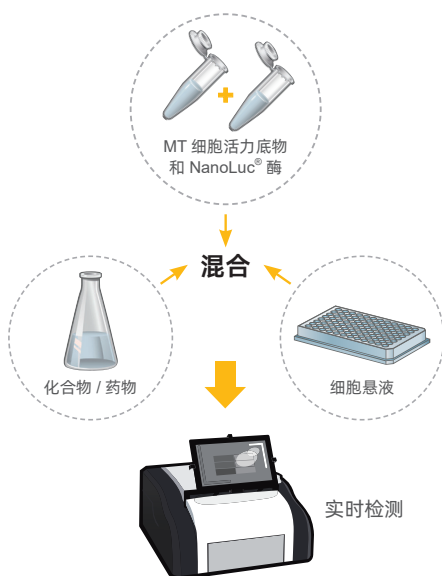
还原电位检测 | 生物发光更高灵敏度 | 更节省类器官样本



产品优势

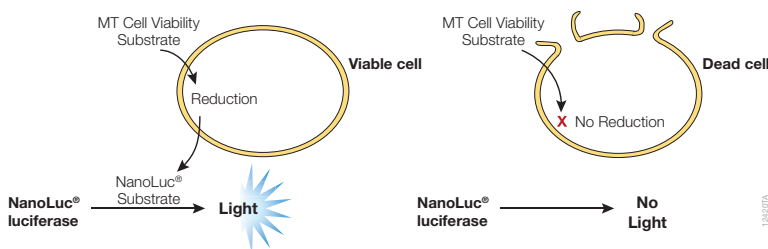
- 公认的细胞活力指标：检测细胞还原电位继而反应出细胞的代谢情况及数量；
- 实时监测：对细胞无毒，可在同一孔中 72 小时至更长时间实时监测细胞活力，产生更多数据；
- 更高灵敏度：采用生物发光法，比传统比色法或荧光法拥有更大的 S/B 和灵敏度；
- 高通量药物筛选理想工具：适配 96/384/1536 孔板，操作简单，仅需“加样 - 检测”；可搭配多种自动化检测、移液装置；
- 完美兼容 3D 类器官等细胞模型，无需昂贵复杂仪器，仅需具备发光检测模式的多功能酶标仪。

操作步骤



检测原理

特异性底物前体能够被活细胞还原而转化为 NanoLuc® Luciferase 底物并从细胞内扩散到周围的细胞培养基中，与 NanoLuc® Luciferase 快速反应而产生发光信号。信号强度与活细胞数量呈正相关。



左图：检测可以灵活设置，可以在细胞铺板时、添加待测化合物时或在检测的任意一个需要测量细胞活力的时间点将试剂加入到细胞中，建立实时细胞活力测量模式；也可设置终点法检测模式。仅需具有发光检测功能的多功能读板仪。

产品名称	规格 (96 孔板)	目录号	促销价
RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay	10 µl (100 次)	G9711	1108
	10 × 10 µl (1,000 次)	G9712	5692
	100 µl (1,000 次)	G9713	5139

完美兼容类器官 /3D 打印等模型、高通量肿瘤药物筛选

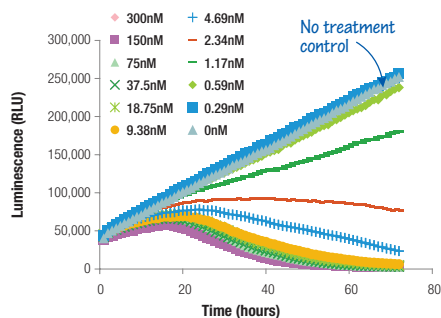
文献 1: 来自大阪国际癌症中心的科学家使用 1134 种 FDA 批准的药物，针对源于胆管癌 PDCO（患者来源的癌症类器官）的二维培养物进行了大规模药物初筛和复筛。采用 RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay，3 天内监测细胞随时间的增殖。计算第 3 天和第 0 天（起点）的发光测量值之间的比率，确定了显示出强烈生长抑制作用的孔（特别是那些比率为 ≤ 1.0 的孔）。

PMID: [40078183](#)

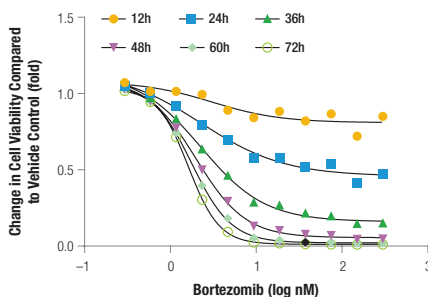
文献 2: 歌德大学法兰克福分校耳鼻咽喉科的科学家对头颈肿瘤类器官模型进行了放疗敏感度体外评估。采用 RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay 每 48 小时测量一次放疗后细胞活力，至 144 小时。PMID: [40045309](#)

文献 3: 来自意大利的科学家同样使用 RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay 在四种不同的水凝胶上测试生物打印的 BM-MSC（人骨髓间充质干细胞）2 周内随时间变化的细胞活力。PMID: [41002487](#)

一个孔产生多个数据：节省时间、细胞培养和试剂成本



Incubation Time						
12h	24h	36h	48h	60h	72h	
3.07	2.29	2.27	1.99	1.78	1.62	EC ₅₀ Value (nM)



Data from specific time points plotted to calculate EC₅₀ at these time points.

左图：使用 RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay 实时监测药物 EC₅₀。A549 细胞 500 个 / 孔铺于 384 孔板中，每孔 40μl 细胞培养基中含有 2 X RealTime-Glo™ 试剂。等体积 2 X bortezomib 加入细胞。72h 监测发光信号。

可搭配多种自动化检测、移液装置

以下列出文献中客户使用的部分检测仪器：

- Promega GloMax® Explorer 多功能读板仪
- TECAN Infinite 200 PRO 多功能酶标仪
- TECAN Spark 多功能酶标仪
- Perkin Elmer EnSight 多功能酶标仪
- Perkin Elmer EnVision 多功能酶标仪
- Molecular Devices SpectraMax iD5 多功能微孔板读板仪
- BioTek Cytation 3 细胞成像多功能微孔板检测系统

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

网址：www.promega.com

技术支持电话：400 810 8133

技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com



关注 Promega 生命科学



联系授权经销商