

2026

细胞学产品

金牌细胞活力产品
萤光素酶报告基因

×

基因组学产品

扩增类产品
基因克隆产品

马 Year 福利 好价狂欢不停

春季促销 新年开启

01.01--06.30



低至
4.3 折

扫码联系经销商



NanoLuc[®] 萤光素酶

报告基因载体促销

低至 **5** 折

1月1日-6月30日

目前已构建多种类型的 NanoLuc[®] 萤光素酶报告基因载体，以满足不同的实验需求。非融合的 Nluc 提供了最大的光输出和灵敏度；NanoLuc[®]-PEST(NlucP) 将蛋白表达水平变化与转录活性改变密切偶联，并增加信噪比；融合 N-末端分泌信号(secNluc) 的 NanoLuc[®] 萤光素酶适用于分泌型报告基因试验。使用 Nano-Glo[®] 萤光素酶检测试剂，发光量在跨越 1,000,000 倍的酶浓度范围内呈线性关系，且信号半衰期 ≥ 2 小时。

为满足利用报告基因研究转录调控，我们提供多种表达不同类型 NanoLuc[®] 萤光素酶 (非融合型 Nluc, PEST 不稳定型 NlucP, 分泌型 secNluc) 的质粒载体。不同的 pNL 载体用途如下：

- pNL1: 克隆已知或预测的启动子区域
- pNL2: 克隆已知或预测的启动子区域，并通过潮霉素 (Hygromycin) 筛选建立一个稳定克隆的细胞系
- pNL3: 克隆不需要基本启动子的结合位点或应答原件 (如 pNL3.2.NF-κB-RE 载体)



此外，还提供非融合和分泌型 Nluc 对照质粒。pNL 载体系列以 pGL4 为基础设计，以方便从现有的质粒上进行序列转移。载体骨架设计还去掉了许多转录因子结合位点和其他潜在的调控元件以减少反常结果的发生。对 Nluc 基因突变体进行了密码子优化，并去除了许多潜在在调控元件或其他不必要的功能 (如常见的限制性内切酶位点)。

| 萤光素酶类型 | 产品 | 目录号 | 规格 | 目录价 | 促销价 | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|-------|------|------|------|
| 专利 NanoLuc [®] 萤光素酶载体 (pNL 系列) | pNL1.1 [Nluc] Vector | N1001 | 20µg | 3338 | 1670 | | |
| | pNL1.2 [NlucP] Vector | N1011 | 20µg | 3338 | 1670 | | |
| | 不含启动子的载体 | pNL2.1 [Nluc/Hygro] Vector | N1061 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL2.2 [NlucP/Hygro] Vector | N1071 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL1.3 [secNluc] Vector | N1021 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL2.3 [secNluc/Hygro] Vector | N1081 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | 组成型启动子载体 | pNL1.3. CMV[secNluc/CMV] Vector | N1101 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | | pNL1.1. TK[Nluc/TK]Vector | N1501 | 20ug | 3338 | 1670 |
| | pNL1.1. PGK[Nluc/PGK] Vector | | N1441 | 20ug | 3338 | 1670 | |
| | pNL1.1. CMV[Nluc/CMV] Vector | | N1091 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pNL3.2. CMV[NlucP/CMV] Vector | | N1411 | 20ug | 3338 | 1670 | |
| | 信号通路研究载体 | pNL3.2. NF-κB-RE[NlucP/NF-κB-RE/Hygro] Vector | N1111 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL3.1 [Nluc/minP] Vector | N1031 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL3.2 [NlucP/minP] Vector | N1041 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | | pNL3.3 [secNluc/minP] Vector | N1051 | 20µg | 3338 | 1670 | |

Firefly 萤火虫萤光素酶

报告基因载体促销

低至 **5** 折

1月1日-6月30日

| 萤光素酶类型 | 产品 | 目录号 | 规格 | 目录价 | 促销价 | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------|------|------|------|
| 萤火虫萤光素酶载体 (pGL4系列) | pGL4.37 [luc2P/ARE/Hygro] Vector | E3641 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.39 [luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector | E3661 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.44 [luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector | E4111 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.29 [luc2P/CRE/Hygro] Vector | E8471 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.45 [luc2P/ISRE/Hygro] Vector | E4141 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.40 [luc2P/MRE/Hygro] Vector | E4131 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.30 [luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | E8481 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.32 [luc2P/NF-κB-RE/Hygro] Vector | E8491 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.41 [luc2P/HSE/Hygro] Vector | E3751 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.42 [luc2P/HRE/Hygro] Vector | E4001 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.48 [luc2P/SBE/Hygro] Vector | E3671 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.47 [luc2P/SIE/Hygro] Vector | E4041 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.52 [luc2P/STAT5 RE/Hygro] Vector | E4651 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.38 [luc2P/p53 RE/Hygro] Vector | E3651 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.49 [luc2P/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | E4611 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.33 [luc2P/SRE/Hygro] Vector | E1340 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.34 [luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | E1350 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.43 [luc2P/XRE/Hygro] Vector | E4121 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.23 [luc2/minP] Vector | E8411 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.24 [luc2P/minP] Vector | E8421 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.25 [luc2CP/minP] Vector | E8431 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.26 [luc2/minP/Hygro] Vector | E8441 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.27 [luc2P/minP/Hygro] Vector | E8451 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.28 [luc2CP/minP/Hygro] Vector | E8461 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | 不含启动子的载体 | pGL4.10 [luc2] Vector | E6651 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.11 [luc2P] Vector | E6661 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.12 [luc2CP] Vector | E6671 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.14 [luc2/Hygro] Vector | E6691 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.15 [luc2P/Hygro] Vector | E6701 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.16 [luc2CP/Hygro] Vector | E6711 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.17 [luc2/Neo] Vector | E6721 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.18 [luc2P/Neo] Vector | E6731 | 20µg | 3338 | 1670 |
| | | pGL4.19 [luc2CP/Neo] Vector | E6741 | 20µg | 3338 | 1670 |
| pGL4.20 [luc2/Puro] Vector | | E6751 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| pGL4.21 [luc2P/Puro] Vector | | E6761 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| pGL4.22 [luc2CP/Puro] Vector | | E6771 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| 组成型启动子载体 | pGL4.53 [luc2/PGK] Vector | E5011 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.54 [luc2/TK] Vector | E5061 | 20µg | 3338 | 1670 | |
| | pGL4.13 [luc2/SV40] Vector | E6681 | 20µg | 3338 | 1670 | |

CellTiter-Glo[®] 快速细胞活力检测试剂盒促销

低至 **4.5** 折
1月1日-6月30日

金标准 CTG 折扣来袭，细胞活力加速度！

CellTiter-Glo[®] Luminescent Cell Viability 缩写 CTG

是基于 ATP 检测的快速细胞活力检测方法。在国内外被广泛应用和公认为高灵敏度的发光检测法，在知名国际药厂中是细胞活力检测及药物毒性检测的**金标准**，也是高影响因子指数文献的宠儿。之后 Promega 又持续研发和推出了此系列的迭代产品，性能不断提升，并扩展至更为具体的应用。



只需
10
分钟
即可检测



低至 **10** 个细胞
即可检测



均质**一步法**
加样 - 混合 - 读数



可**高通量**
检测

| 产品 | 规格 | 目录号 | 目录价 | 促销价 |
|---|------|-------|-----|------------|
| CellTiter-Glo [®] Luminescent Cell Viability Assay | 10ml | G7570 | 837 | 374 |



细胞增殖 / 凋亡检测

金牌产品促销

低至 **4.3** 折

1月1日-6月30日

- **一步法**: 加样 - 孵育 - 检测
- **无需去除培养基**: 可随时观察显色变化
- **无需有机溶剂**: 甲臞可直接溶于培养基
- **非终点法**: 若显色不完全可继续显色
- **加样后易区分**: 黄色液体加入后易分辨
- **对仪器要求低**: 普通酶标仪即可
- **灵敏度好**: 可用于高通量操作

一步法即用型 MTS 试剂-

CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay

| | |
|-------|---|
| 检测原理 | MTS 是性能优越的四唑化合物, 可被活细胞还原成可直接溶于培养基的有色甲臞产物。 |
| 检测类型 | 比色法 490nm |
| 检测标志物 | 活细胞里的脱氢酶 |
| 应用 | 细胞增殖, 细胞活力检测 |
| 样品类型 | 细胞 |
| 检测步骤 | 一步法, 均质检测 |
| 操作时间 | 1-4h |

| 产品 | 规格 (96 孔板) | 目录号 | 目录价 | 促销价 |
|---|--------------|-------|-------|--------------|
| CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 200 assays | G3582 | 299 | 150 |
| | 1,000 assays | G3580 | 1,193 | 597 |
| | 5,000 assays | G3581 | 4,973 | 2,138 |

快速 Caspase 3/7 检测

Caspase-Glo® 3/7 Assay

| | |
|-------|---------------------|
| 检测类型 | 发光法 (辉光型), 无需设置检测波长 |
| 检测标志物 | Caspase-3 和 7 |
| 应用 | 凋亡研究; 抑制剂筛选; 兼容多重检测 |
| 样品类型 | 细胞系, 原代细胞, 酶学反应 |
| 检测步骤 | 一步法, 均质检测 |
| 操作时间 | 0.5-3h |
| 灵敏度 | 100 个凋亡细胞 (96 孔板) |
| 性能优异 | Z'值及信噪比高 |

- **操作简单**: 一步法, 仅需“加入 - 混合 - 检测”, 无需事先准备样品和额外的孵育时间。
- **灵敏度高**: 不受其它 Caspase 干扰, 使用更少的酶或细胞。
- **性能经过验证, 可靠性强**: 该试剂盒在纯酶检测和细胞检测时都有出色的 Z' 值。
- **可高通量批量处理**: 延长的发光信号可长达 1 小时, 适用于 96-384 孔板, 能有效进行批量处理; 无需进样器。
- **可叠加检测**: 能与其他 Promega 细胞学分析产品在同一个样品孔中进行叠加分析。

| 产品 | 规格 (96 孔板) | 目录号 | 目录价 | 促销价 |
|------------------------|------------|-------|-------|--------------|
| Caspase-Glo® 3/7 Assay | 25 assays | G8090 | 1,097 | 701 |
| | 100 assays | G8091 | 3,437 | 2,286 |





扩增 & 亚克隆

产品促销

低至 **4.5** 折

1月1日-6月30日

| 产品分类 | | 产品 | 规格 | 目录号 | 目录价 | 促销价 | |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------|------------------------|-----------------|-------|--|
| 反转录类 | 反转录 Master Mix | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Oligo(dT) | 50 rxns | A2790 | 1081 | 486 | 反转录解决方案  |
| | | | 100 rxns | A2791 | 1748 | 874 | |
| | | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Random Primers | 50 rxns | A2800 | 1081 | 486 | |
| | | | 100 rxns | A2801 | 1748 | 874 | |
| | 反转录系统 | GoScript™ Reverse Transcription System | 50 rxns | A5000 | 1281 | 640 | |
| | | | 100 rxns | A5001 | 2067 | 1033 | |
| | 反转录酶 | GoScript™ Reverse Transcriptase | 100 rxns(160u/ul) | A5003 | 787 | 393 | |
| | | | 500 rxns | A5004 | 2955 | 1477 | |
| | | M-MLV Reverse Transcriptase | 10,000u | M1701 | 265 | 177 | |
| | | | 50,000u | M1705 | 1181 | 791 | |
| PCR | PCR Master Mix | GoTaq® Green Master Mix | 100 rxns | M7122 | 297 | 134 | PCR 解决方案  |
| | | | 1,000 rxns | M7123 | 2623 | 1180 | |
| | | GoTaq® Colorless Master Mix | 100 rxns | M7132 | 297 | 148 | |
| | | | 1,000 rxns | M7133 | 2623 | 1311 | |
| | | GoTaq® Long PCR Master Mix | 100 rxns | M4021 | 1938 | 1027 | |
| | | qPCR | 染料法 qPCR Master Mix | GoTaq® qPCR Master Mix | 500 X 20ul rxns | A6001 | |
| 2,500 X 20ul rxns | A6002 | | | | 5409 | 2704 | |
| Easstep™ qPCR Master Mix (2X) | 500 rxns | | | LS2062 | 540 | 357 | |
| | 2,000 rxns | | | LS2068 | 1944 | 875 | |
| | 反转录引物 | Oligo(dT)15 Primer | 20µg | C1101 | 375 | 233 | |
| | | Random Primers | 20µg | C1181 | 237 | 146 | |
| | dNTP | dNTP Mix (10mM each) | 200µl | U1511 | 174 | 86 | |
| | | | 1,000µl | U1515 | 453 | 204 | |
| 基因克隆 | T载体 | pGEM®-T Easy Vector System I | 20 rxns | A1360 | 527 | 263 | |
| | | pGEM®-T Vector System I | 20 rxns | A3600 | 511 | 255 | |
| | 连接酶 | T4 DNA Ligase (HC) | 500u | M1794 | 772 | 502 | |
| | | T4 DNA Ligase | 100u | M1801 | 192 | 125 | |
| | | T4 DNA Ligase | 500u | M1804 | 772 | 502 | |
| | 快速连接系统 | LigaFast™ Rapid DNA Ligation System | 30 rxns | M8221 | 241 | 145 | |
| 150 rxns | | | M8225 | 870 | 522 | | |

普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司
Promega (Beijing) Biotech Co., Ltd

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

印刷时间: 2025.12

