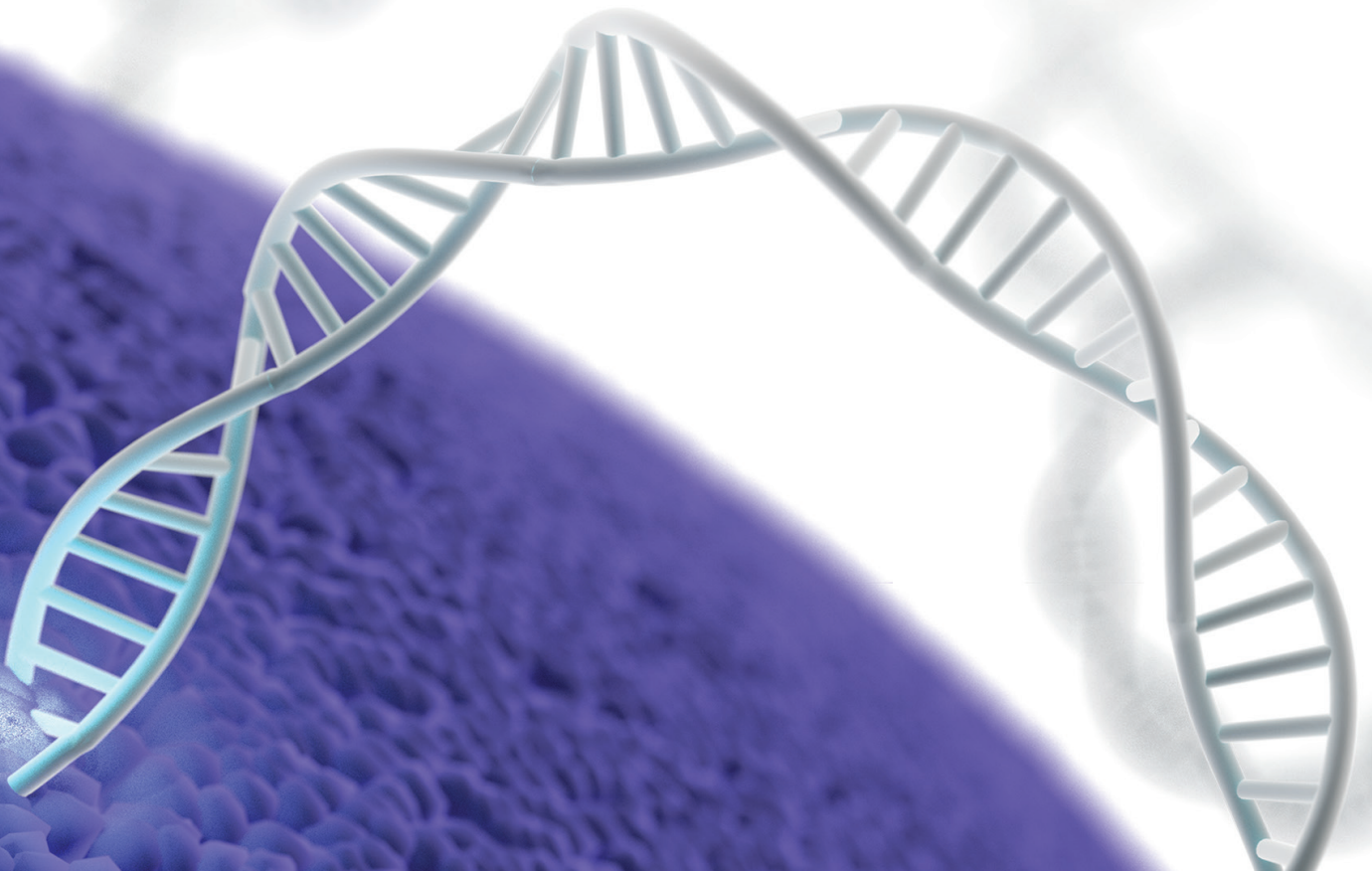


# ViaFect™ Transfection Reagent

用更可靠的方法来转染您的细胞系

- 适用于多种类型细胞系
- 卓越的转染效率
- 更低的细胞毒性



# ViaFect™ 转染试剂



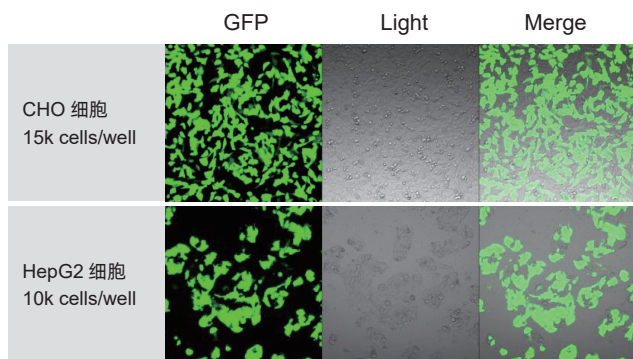
ViaFect™ 转染试剂：创新型混合脂质配方，可用于 DNA 转染，高效低毒。无需去除血清，导入转染试剂：DNA 复合物后，无需洗涤或更换培养基，是目的基因在细胞中表达实验的推荐选择。

| 产品                            | 目录号   | 规格       |
|-------------------------------|-------|----------|
| ViaFect™ Transfection Reagent | E4981 | 0.75ml   |
|                               | E4982 | 2x0.75ml |
|                               | E4983 | 0.2ml    |

## 特点：

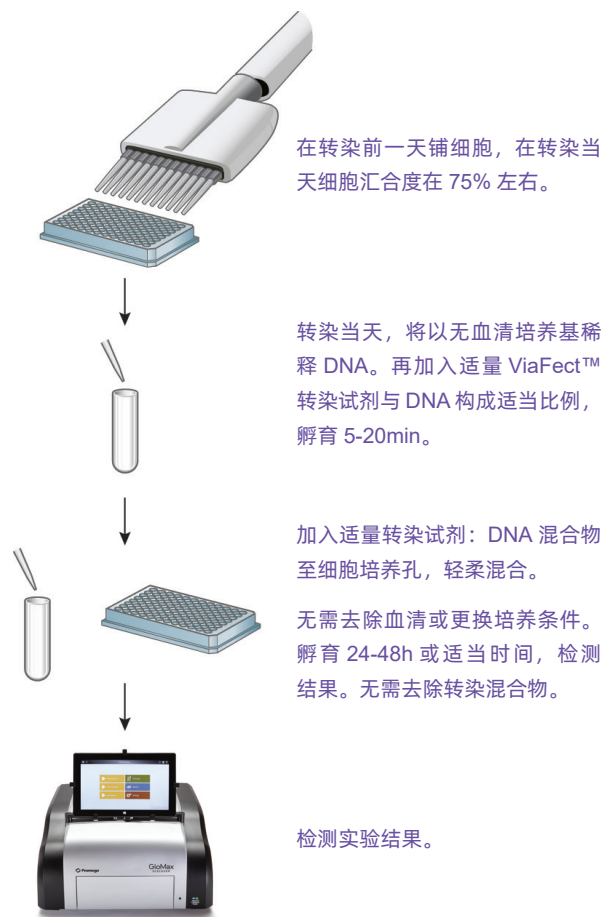
- **让您的实验拥有最佳的细胞模型：**适用于多种类型的细胞系，成功转染多种类型，包括贴壁细胞，悬浮细胞和干细胞来源的细胞。
- **转染效率更出色：**在多种难转染的细胞中转染效率更高。
- **使细胞保持健康状态：**试剂毒性低，能够在转染过程中保持细胞的生物学和细胞代谢，从而更准确的呈现细胞模型的生物学状态。
- **操作步骤简单：**简单易用的操作步骤，可进行反向转染 (Reverse Transfection)\*，无需复杂优化。
- **性价比更高。**

## 转染效果举例



\* 注：反向转染指先在培养板孔中加入 DNA：转染试剂混合物，再加入细胞进行转染的方式。

## 贴壁细胞转染操作步骤举例



# ViaFect™ 转染试剂

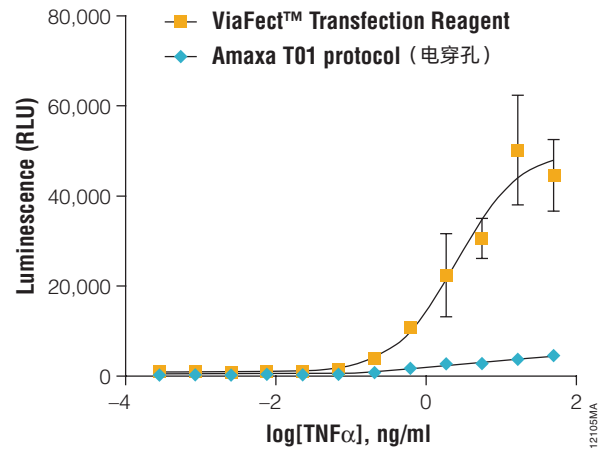
## 部分细胞系类型转染效果 (与同类产品比较)

| 细胞系     | Lipofectamine® 2000 |      | ViaFect™ Transfection Reagent |      | Lipofectamine® 3000 |      |
|---------|---------------------|------|-------------------------------|------|---------------------|------|
|         | 转染效率                | 细胞活力 | 转染效率                          | 细胞活力 | 转染效率                | 细胞活力 |
| HEK-293 | 3                   | 1    | 4                             | 4    | 4                   | 1    |
| HeLa    | 3                   | 2    | 4                             | 4    |                     |      |
| MCF7    | 4                   | 3    | 4                             | 4    | 3                   | 2    |
| U-2 OS  | 1                   | 3    | 4                             | 4    | 3                   | 3    |
| A549    | 2                   | 1    | 4                             | 4    | 4                   | 2    |
| LNCaP   | 1                   | 2    | 4                             | 4    |                     |      |
| PC-3    | 1                   | 3    | 4                             | 4    | 3                   | 2    |
| HCT 116 | 4                   | 2    | 4                             | 4    | 2                   | 2    |
| HT-29   | 4                   | 3    | 4                             | 4    |                     |      |
| Hep G2  | 1                   | 1    | 4                             | 3    | 4                   | 2    |
| Huh-7   | 3                   | 2    | 4                             | 3    |                     |      |
| K-562   | 4                   | 4    | 2                             | 4    | 1                   | 4    |
| Jurkat  | 3                   | 4    | 4                             | 4    | 1                   | 4    |
| C2C12   | 1                   | 4    | 4                             | 4    | 3                   | 4    |
| RAW 264 | 4                   | 2    | 1                             | 1    |                     |      |
| NIH/3T3 | 4                   | 3    | 3                             | 4    |                     |      |
| COS-7   | 4                   | 3    | 4                             | 4    |                     |      |
| CHO     | 3                   | 2    | 4                             | 4    |                     |      |
| H9c2    | 2                   | 3    | 4                             | 4    |                     |      |
| PC-12   | 4                   | 3    | 4                             | 4    |                     |      |
| JJN-3   |                     |      | 3                             | 4    | 1                   | 4    |

Low                      High  
1    2    3    4

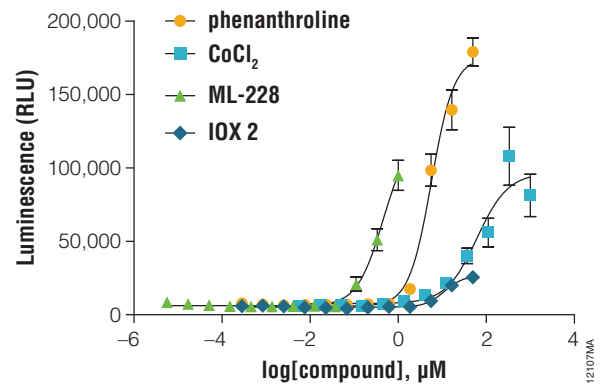
注：4 代表高转染效率或高细胞活力，1 代表低转染效率或低细胞活力。

## 在难转染的悬浮细胞中建立细胞检测模型



上图，以 ViaFect™ 转染试剂建立造血细胞的细胞因子信号通路模型。以 ViaFect™ 转染试剂或电穿孔将 pGL4.32[*luc2P*/NF-κB-RE/Hygro] Vector (一种带有 NF-κB 应答元件的萤光素酶报告基因载体) 瞬时转染入 TF-1 cells。然后以 TNFα 刺激细胞 6 小时，再以 Bio-Glo™ Luciferase Assay System 检测萤光素酶表达。

## 在干细胞来源的细胞系中进行信号通路分析



上图，在 iPS 来源的心肌细胞系中检测缺氧诱导的转录应答。在 iCell® 心肌细胞系 (Cellular Dynamics) 中以 ViaFect™ 转染试剂转染带有缺氧应答元件的萤光素酶报告基因载体 pGL4.42[*luc2P*/HRE/Hygro] Vector，转染后 24 小时，以缺氧模拟物处理细胞 6 小时，以 ONE-Glo™ Luciferase Assay System 检测萤光素酶表达。

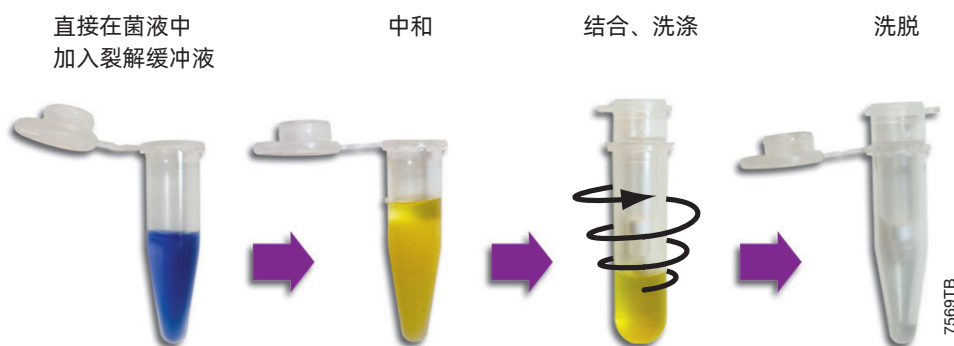
# 可直接用于转染的 去内毒素 PureYield™ 质粒小提系统

PureYield™ 质粒小提系统从 600µl 到 3ml 细菌培养物中仅需 10 分钟就能纯化出转染级高质量的质粒 DNA。系统带有独特的内毒素去除洗涤液，能从纯化的质粒 DNA 中去除大量的蛋白、RNA 和内毒素污染物。

| 产品                                 | 目录号   | 规格        |
|------------------------------------|-------|-----------|
| PureYield™ Plasmid Miniprep System | A1222 | 250 preps |
|                                    | A1223 | 100 preps |

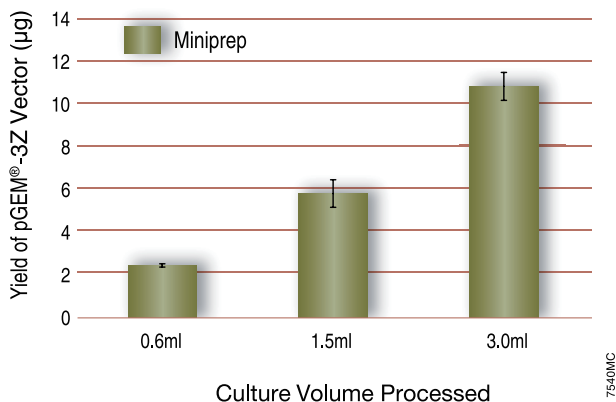
## 优势：

- ★ **快速：**快速实验方案纯化质粒 DNA 仅需 10 分钟。
- ★ **强劲的性能：**高纯度和高浓度的质粒 DNA 在转染、无细胞表达以及其它分子生物学应用上性能可靠。
- ★ **结果可靠：**裂解液 / 中和液指示染料使实验过程更有保障。
- ★ **灵活：**可选择使用常规离心方法，又可选择快速抽真空法。



## 质粒产量高

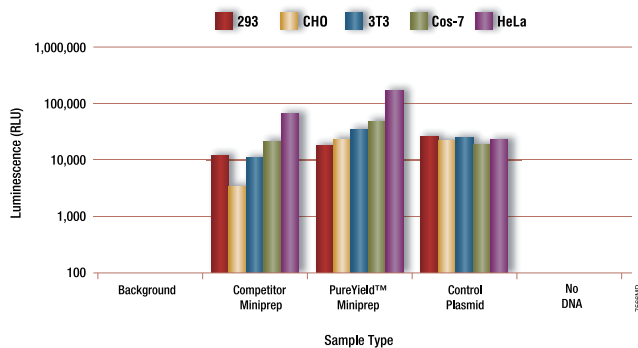
超快速步骤，却依然保持高产率



提取高拷贝质粒，用 30 µl 水洗脱

## 转染级纯度质粒

可直接用于转染



在 5 种细胞系中，转染带有 SV40 启动子的萤火虫荧光素酶载体 (pGL4.13 Vector)

# 转染实验完整解决方案

## 质粒纯化

- PureYield™ 质粒小提系统（去内毒素，转染级别）

## 商品化报告基因载体

- pGL4系列萤光素酶（Firefly, Renilla）载体
- NanoLuc® 萤光素酶载体
- pmirGLO双萤光素酶miRNA靶标表达载体

## 转染

- ViaFect™ 转染试剂  
适用于如：贴壁细胞、悬浮细胞、干细胞来源细胞系等细胞类型。



通常瞬时转染后  
24-48小时



## 检测 RNA

### 30分钟内完成RNA纯化：

- ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System

### 超强活性逆转录：

- GoScript™ Reverse Transcription System

### 专利BYRT染料，更灵敏定量：

- GoTaq® qPCR Master Mix

## 检测细胞活力

- CellTiter-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒
- CellTiter 96® Aqueous MTS细胞增殖检测试剂
- RealTime-Glo™ MT实时细胞活力检测试剂盒

## 检测 Protein

New

- Lumit® Immunoassay Cellular Systems  
(免洗、2小时内出结果、可定量、适合高通量)
- Western Blot: ECL Western Blotting Substrate

## 检测报告基因活性

### 双报告基因检测

- Dual-Luciferase® Reporter Assay System
- Dual-Glo® Reporter Assay System
- Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System

### 单报告基因检测

- One-Glo™ Luciferase Assay System
- Bright-Glo® Luciferase Assay System
- Steady-Glo® Luciferase Assay System
- Renilla-Glo® Luciferase Assay System
- Nano-Glo® Luciferase Assay System



GloMax  
DISCOVER

多功能检测仪  
读取发光信号



Data



更多产品详情请直接联系Promega

# ViaFect™ Transfection Reagent



关注 Promega 生命科学公众号，您可获得



产品信息



价格查询



中文说明书



讲座视频



技术资料



实验工具



市场活动



经销商信息

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](http://www.promega.com)

技术支持电话：400 810 8133

技术支持邮箱：[chinatechserv@promega.com](mailto:chinatechserv@promega.com)

更新时间：2026.05