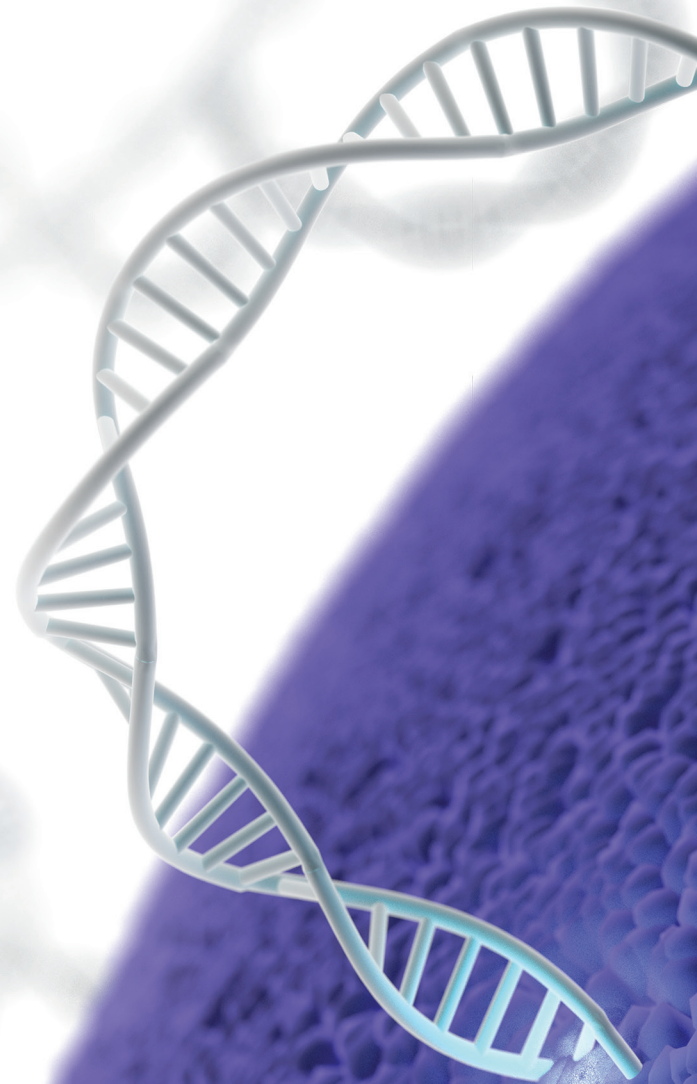


ViaFect™ Transfection Reagent

用更可靠的方法来转染您的细胞系

Viafect™ 转染试剂能够高效转染多种类型细胞而不会损伤细胞活力。

- 悬浮或贴壁细胞系？*没问题。*
- 卓越的转染效率？*没问题。*
- 低细胞密度？*没问题。*
- 低细胞毒性？*没问题。*



ViaFect™ 转染试剂



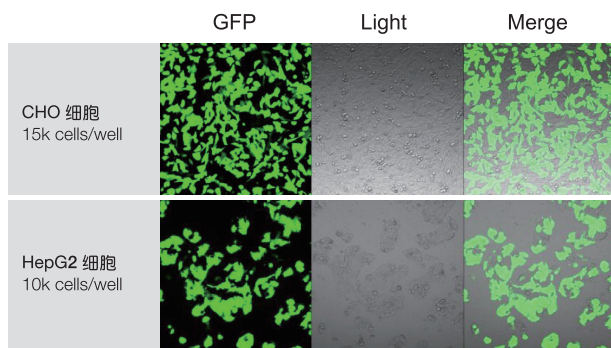
ViaFect™转染试剂：创新型混合脂质配方，可用于DNA转染，高效低毒。无需去除血清，导入转染试剂：DNA复合物后，无需洗涤或更换培养基，是目的基因在细胞中表达实验的推荐选择。

产品	目录号	规格
ViaFect™ Transfection Reagent	E4981	0.75ml
	E4982	2 × 0.75ml
	E4983	0.2ml

特点：

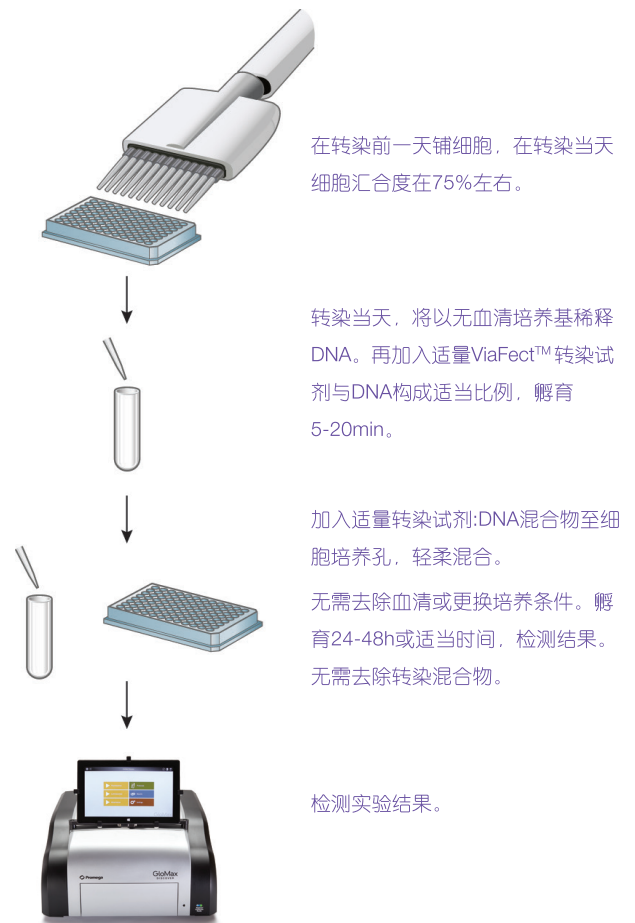
- 让您的实验拥有最佳的细胞模型：适用于多种类型的细胞系，成功转染多种类型，包括贴壁细胞，悬浮细胞和干细胞来源的细胞。
- 转染效率更出色：在多种难转染的细胞中转染效率更高。
- 使细胞保持健康状态：试剂毒性低，能够在转染过程中保持细胞的生物学和细胞代谢，从而更准确的呈现细胞模型的生物学状态。
- 操作步骤简单：简单易用的操作步骤，可进行反向转染 (Reverse Transfection)*，无需复杂优化。
- 性价比更高

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



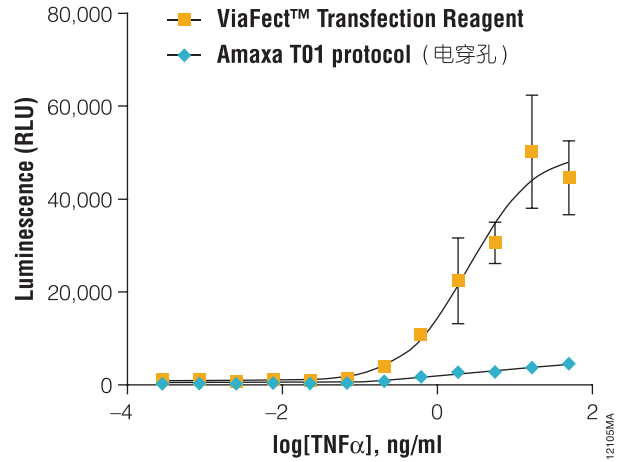
ViaFect™ 转染试剂

部分细胞系类型转染效果 (与同类产品比较)

Cell Line	ViaFect™ Reagent		Lipofectamine® 2000	
	Transfection	Viability	Transfection	Viability
HEK-293	4	4	3	1
HeLa	4	4	3	2
MCF7	4	4	4	3
U2OS	4	4	1	3
A549	4	4	2	1
LNCaP	4	4	1	2
PC-3	4	4	1	3
HCT 116	4	4	4	2
HT-29	4	4	4	3
Hep G2	4	3	1	1
Huh7	4	3	3	2
K-562	2	4	4	4
Jurkat	4	4	3	4
C2C12	4	4	1	4
RAW 264.7	1	4	4	2
NIH/3T3	3	4	4	3
COS-7	4	4	4	3
CHO	4	4	3	1
H9c2	4	4	2	3
PC-12	4	4	4	3
Average	3.7	3.95	2.8	2.5

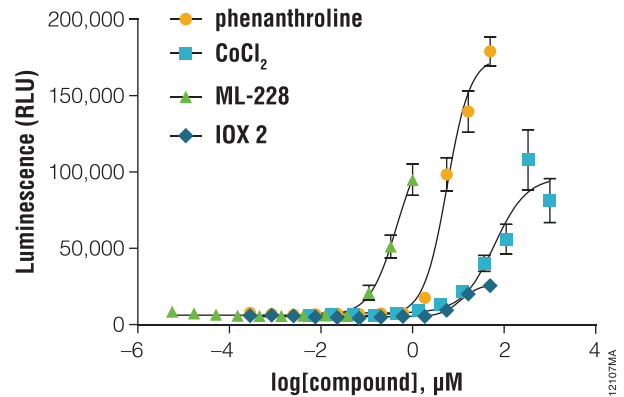
注：4 代表高转染效率或高细胞活力，1 代表低转染效率或低细胞活力。

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。

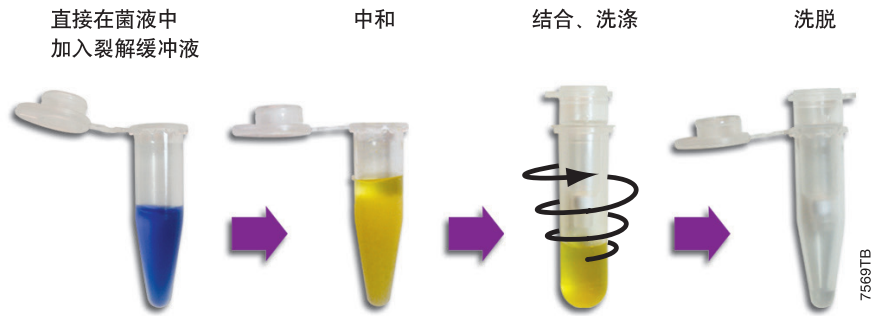
可直接用于转染的 去内毒素 PureYield™ 质粒小提系统

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。

优势：

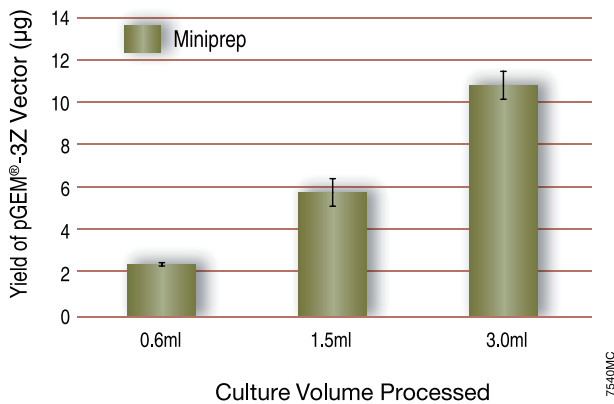
- ★ **快速：**快速实验方案纯化质粒DNA 仅需10分钟。
- ★ **强劲的性能：**高纯度和高浓度的质粒DNA 在转染、无细胞表达以及其它分子生物学应用上性能可靠。
- ★ **结果可靠：**裂解液/中和液指示染料使实验过程更有保障。
- ★ **灵活：**可选择使用常规离心方法，又可选择快速抽真空法。

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



质粒产量高

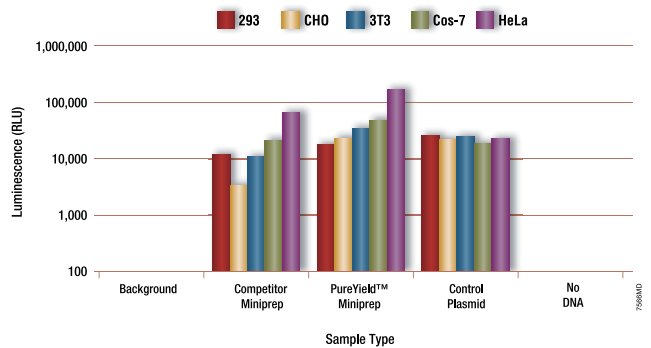
超快速步骤，却依然保持高产率



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

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

转染试剂: DNA混合物

贴壁细胞

悬浮细胞

干细胞来源细胞系



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ATP

CellTiter-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒

CellTiter 96® AQueous One Solution Cell
Proliferation Assay (MTS)

检测 Protein

Western Blot:

ECL Western Blotting Substrate

报告基因检测:

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

Renilla-Glo® Luciferase Assay System

Nano-Glo® Luciferase Assay System

Data 

更多产品详情请直接
联系Promega


DISCOVER

多功能检测仪
读取发光信号





ViaFect™ Transfection Reagent

普洛麦格（北京）生物技术有限公司
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
技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com



欢迎关注 Promega 官方微信