

T 载体

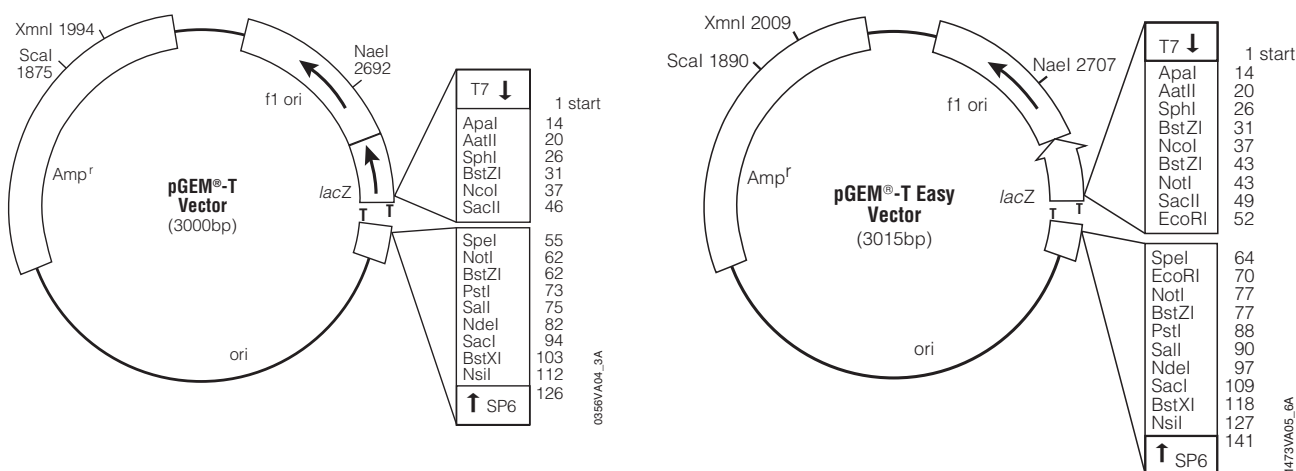
目录号	产品	规格
A1360	pGEM [®] -T Easy Vector System I	20 reactions
A3600	pGEM [®] -T Vector System I	20 reactions

说明:

- pGEM[®]-T 载体系统是克隆 PCR 产物的经典工具，载体插入位点 3'-T 突出端可极大提高 PCR 产物的连接效率，可以防止载体的自身环化，并且为某些热稳定性聚合酶产生的 PCR 产物提供一个匹配碱基。这些聚合酶常常以模板不依赖模式在扩增产物的 3' 端加上一个脱氧腺苷酸。
- pGEM[®]-T 载体多克隆区 T 突出端的两侧均有 BstZI 酶切位点，使用 BstZI 单酶消化即可释放插入片段。也可选用适当的双酶消化释放插入片段。
- pGEM[®]-T Easy 载体系统除了具有 pGEM[®]-T 载体系统 (Cat.# A3600, A3610) 所有的优势外，在插入位点两侧分别有 EcoRI 和 NotI 酶切位点，便于通过选择单酶切释放插入的 DNA。

特点:

- **快速连接:** 使用 2X 快速连接缓冲液 (2X Rapid Ligation Buffer) 可以使连接反应在室温下 1 小时内完成。
- **蓝 / 白筛选:** pGEM[®]-T 载体包含有 T7 和 SP6 RNA 聚合酶启动子，分别位于 β - 半乳糖苷酶的 α - 肽编码区内多克隆位点的两侧。 α - 肽的插入失活允许在指示培养基上用颜色直接筛选重组克隆。
- **f1 复制起始位点:** 可用于制备单链 DNA。



连接酶系统

目录号	产品	规格
M8221	LigaFast™ Rapid DNA Ligation System	30 reactions
M8225	LigaFast™ Rapid DNA Ligation System	150 reactions
M1794	T4 DNA Ligase (HC)	500u
M1801	T4 DNA Ligase	100u
M1804	T4 DNA Ligase	500u

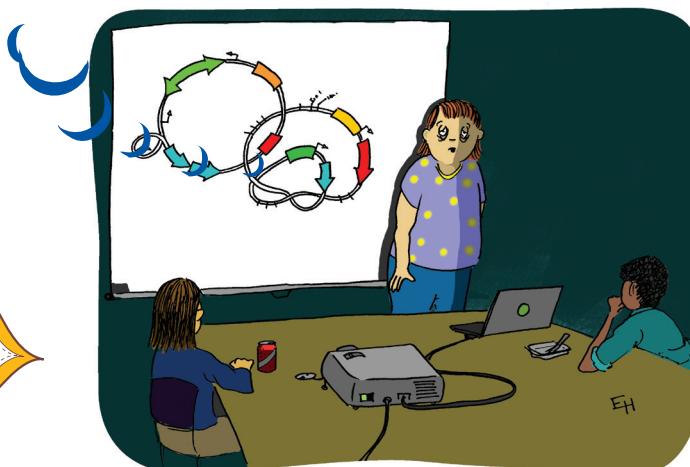
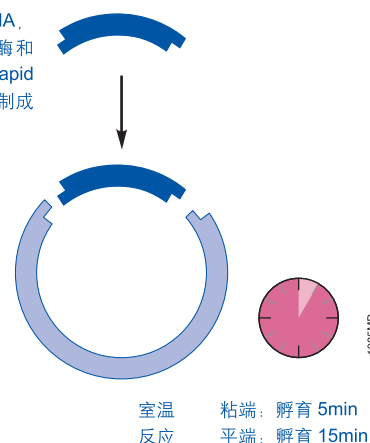
LigaFast™ Rapid DNA Ligation System

说明: LigaFast™ Rapid DNA Ligation System (LigaFast™ DNA 快速连接系统) 可在 5 分钟内高效地将粘性末端 DNA 插入片段与质粒载体连接 (平末端插入只需 15 分钟)。

特点:

- ★ **灵活:** 可用于 5'、3' 或平末端 DNA 的插入。
- ★ **快速:** 室温反应, 粘性末端连接 5 分钟, 平末端连接需 15 分钟。
- ★ **方便:** 在热休克转化 *E. coli* 前不需要进行被连接 DNA 的纯化。
- ★ **即用:** 不需要在使用前对缓冲液进行调整。

将粘端或平端 DNA, T 载体, T4 连接酶和高效能的 2X Rapid Ligation Buffer 配制成反应体系



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: 8008108133
 技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com



欢迎关注 Promega 官方微信