



MethylEdge™ Bisulfite Conversion System

珍贵样本，至臻表现

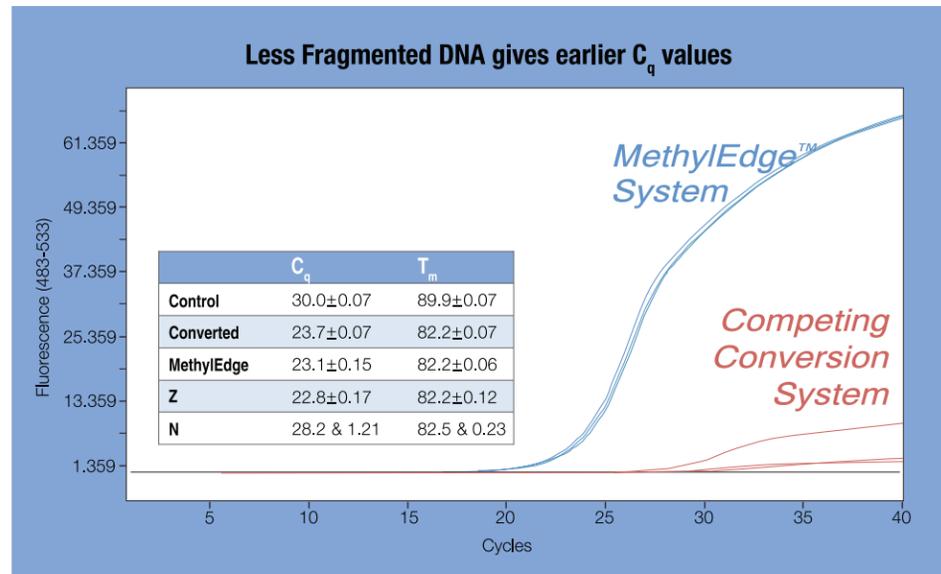


图 .qPCR 扩增更早获得 C_q 值。

采用 ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System 纯化福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 样品中基因组 DNA。分别使用 MethylEdge™ System (蓝) 和市场上其他过柱法重亚硫酸盐转化试剂盒 (红) 转化 gDNA。

转化后的 DNA，采用专门针对重亚硫酸盐转化后序列的特异引物进行 qPCR 扩增，经 MethylEdge™ System 转化的 DNA C_q 更早，提示 DNA 片段化程度更低。

快享实验成果

MethylEdge™ Bisulfite Conversion System

Paper 预览：不同重亚硫酸盐转化试剂盒性能比较，一不小心就胜出！

Bisulfite conversion of DNA: Performance comparison of different kits and methylation quantitation of epigenetic biomarkers that have the potential to be used in non-invasive prenatal testing. 2015*PLoS ONE* **10**, e0135058.

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

MethylEdge™ 重亚硫酸盐转化系统

更快速 更完整 NGS兼容

MethylEdge™ Bisulfite Conversion System

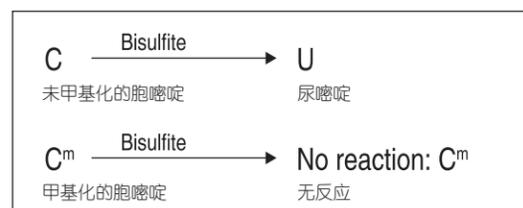
MethylEdge™ Bisulfite Conversion System



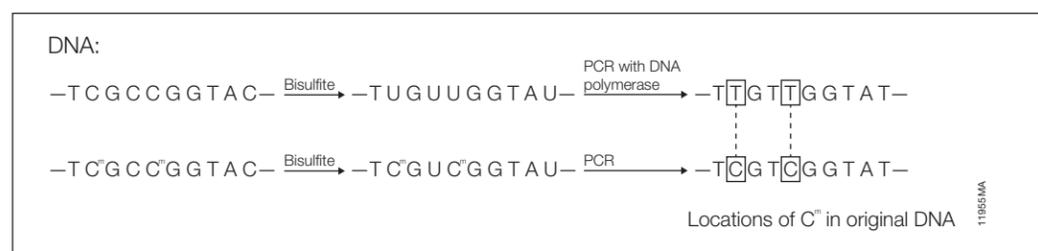
MethylEdge™ Bisulfite Conversion System (MethylEdge™ 重亚硫酸盐转化系统) 是一种快速、高效的重亚硫酸盐转化方法。可在不到两小时内完成转化，并能最大程度保持 DNA 完整性。快速的操作步骤、更完全完整的 DNA 转化，且只需很短的准备时间和处理即可将产物轻松用于下游检测。结合纯化试剂和灵活、强劲的扩增检测技术，MethylEdge™ Bisulfite Conversion System 为您的实验系统提供高质量、完整的转化 DNA。

| 产品 | 目录号 | 规格 |
|---|-------|--------------|
| MethylEdge® Bisulfite Conversion System | N1301 | 50 reactions |
| 可单独购买组份产品 | | |
| Methylated Human Control | N1231 | 5µg |
| Converted Methylated Human Control | N1221 | 1µg |

重亚硫酸盐转化反应

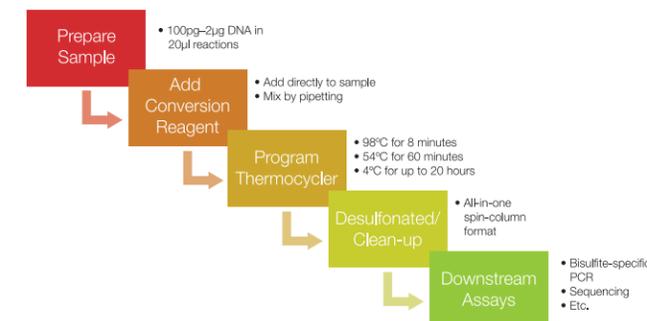


- 未甲基化的胞嘧啶 (C) 在重亚硫酸盐作用下转化成尿嘧啶 (U);
- 甲基化的胞嘧啶 (C^m) 不被转化;
- PCR 反应中，U 扩增后为 T，即可通过测序或者 PCR 方法根据转化后的序列差异，判断 DNA 序列甲基化的情况。



室温简易操作，2h 快速完成转化

- ★ 简单
- ★ 室温转化
- ★ 转化纯化耦联
- ★ 转化时间大大缩短，小于 2h
- ★ 转化纯化后获得的 DNA 可直接用于下游应用



MethylEdge™ 转化获得更完整的 DNA

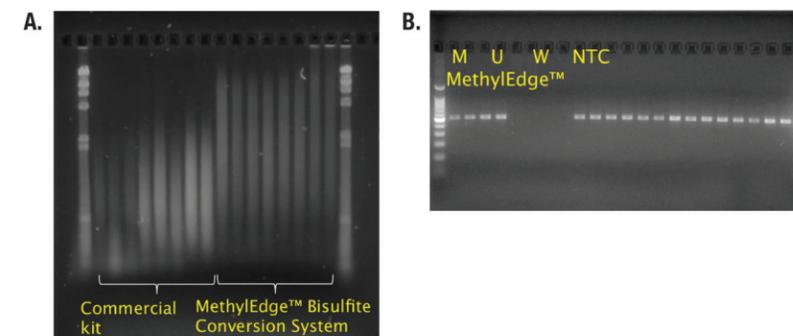


图 A. 分别使用竞争对手试剂盒及 MethylEdge™ Bisulfite Conversion System 转化 500ngDNA。转化后，取 100ngDNA 在 1% 琼脂糖凝胶，80V 电压下电泳 2 小时，并用荧光染料对核酸染色。相比竞争对手，采用及 MethylEdge™ Bisulfite Conversion System 转化后，可以获得更完整的 DNA，DNA 片段化更少。

图 B. 取 20ng 经 MethylEdge™ Bisulfite Conversion System 转化的 DNA 做模板，扩增 524bp 片段。通常商品化试剂盒仅推荐设计 200bp 以内的片段。M: 甲基化，经转化的 DNA; U: 未甲基化，经转化的 DNA; W: 未转化 DNA (使用重亚硫酸盐特异性引物无法扩增)