

310/3130/3100 BigDye® Terminator v3.1 Sequencing Standards 简要操作说明 (Rev.A)

货号 4336935

本产品仅供科研使用，不能用于临床诊断

该试剂盒包含四管试剂，每管都含有为 BigDye® Terminator v3.1 循环测序试剂盒制备的 DNA，足够在 ABI PRISM®310 遗传分析仪上进行八次对照反应；或在 ABI3130 和 3100 系列仪器上，进行至少四次光谱校准或者四次测序对照反应。试剂中所含的 DNA 已被冻干，以保持最佳的稳定性。

对照序列

```

AATCCCTGC AGGCGTGGCT GCAGCCTGGT TATGATTACT GTTAATGTTG CTACTIONCTGC TGACAATGCT 70
GCTGCTGCTT CTCCTCACTG TCTCCACTTC CTTGAACAAT GCGCCGCAT GCTTCTTTTG CCTCCCCTG 140
CTCCAGAAAG CTAGGCCGCA GATCAGAACC ACCACAGTCA ATATCACCAC CTTCTCTTA TAGATTCGGA 210
ATCTCATGAT AGGGGCTCAG CCTCTGTGCG AGTGGAGAGA AGTTTGCAGG CGAGCTGAGG AGCAATTGCA 280
GGTGATATGA TGTGCTCGGC TCAAGAAGCG GGCCCGGAGA GGAAGAAGTC GTGCCGGGGC TAATTATTGG 350
CAAAACGAGC TCTTGTGTA AACATTGATC CAACTGGAAT GCTACTAATG GCGAATCAAT ATTCCATAAG 420
GCATGATGGT TGCTCAGAGG CAGGAGAAGA GCAACGAATA CGATCCTATA AAAGATAAAA CATAAATAAA 490
CAGTCTTGAT TATATTCTGG GTATTAAGC CACAATCAGA ACAAATATAT GCTTTGTATC TTTTCTTGCC 560
TTCTTCATTA CCAACTGCTT CCGCGGCCAC ATTAAGAGAA CTTGTGGTAA GATAAGAAGA TATTTTATTC 630
GTTCTGCTGA CTTGCTGGAT GTCGGGAAAT ATTCTGCATT TGATAAGAGG CGGTTAATTG CAGATATAAT 700
TGGTAGTGAA AAGGGTCGTT GCTATGGTCA CCGTGAAGCG AGTACAGCAG CACAAGAATG TGTGCCGTTT 770
TCAGTTAATA TTGTTTGAAT ATGGTAACCT GTTTTAGTCG GTTTAAAGGT AAGAAGATCT AACCAAAAAC 840
AACACTGCAG TGACTGATTG TAGTATTTAT TTTTTACTT AATCTTAATT TTGGTGAAA CATCAACGGC 910
GCACCTCAAC CAATACTCCA ATGTTTTATC CATCGACATG ACGTTCGAGA TAGGGTTGAG TGTTGTTCCA 980
GTTTGAACA AGAGTCCACT ATTAAGAAGC GTGGACTCCA ACGTCAAAGG GCGAAAAACC GTCTATCAGG 1050
GCGATGGCCC ACTACGTGAA CCATCACCCA AATCAAGTTT TTTGGGGTCG AGGTGCCGTA AAGCACTAAA 1120
TCGGAACCCT AAAGGGAGCC CCCGATTTAG AGCTTGACGG GAAAGCCGG CGAACGTGGC GAGAAAGGAA 1190
GGGAAGAAAAG 1200

```

测序标准品的制备和上样

警告！化学危害物质 Hi-Di™ 甲酰胺，接触后会刺激眼睛、皮肤和呼吸道。它可能导致出生缺陷和发育危害。请阅读 MSDS，并遵循操作说明。穿戴适当的防护眼镜、衣服和手套。

310 仪器

标准方案要求使用 Hi-Di™ 甲酰胺（货号 4311320）。

1. 在含有测序标准品冻干粉的管中加入 100µL Hi-Di™ 甲酰胺制成标准品工作液。
2. 在涡旋混匀仪上充分混匀。
3. 95°C 加热两分钟，然后在冰上冷却。
4. 取 10µL 步骤 1 的标准品工作液加 90µL Hi-Di™ 甲酰胺。
5. 上机前冰上放置。
6. 使用与所用 POP 胶类型、毛细管长度、Filter Set E 相配套的 mobility file 和 run module。

注：在 310 基因分析仪上使用 POP6 时，用本 Sequencing Standard 进行光谱校准；在 310 基因分析仪上使用 POP4 时，推荐使用 BigDye® Terminator v3.1 Matrix Standards（货号 4336948）。

1. ABI PRISM® 310 基因分析仪的 Windows NT 系统用户使用手册，货号是 4317588；
2. ABI PRISM® 310 基因分析仪的 Macintosh 系统用户使用手册，货号是 903565。

3130 和 3100 系列：

使用测序标准品进行光谱校准的准备：

1. 每管测序标准品用 170 μ L Hi-Di™ 甲酰胺重悬。
2. 充分涡旋混匀，短暂离心。
3. 标准品 95 $^{\circ}$ C 加热变性两分钟，迅速放置在冰上。
4. 在 96 孔板中分装 10 μ L 标准品，16 道毛细管从 A1 到 H2，4 道毛细管从 A1 到 D1。
5. 离心，确保标准品离心至管底。
6. 样品板组装到自动加样器上。
7. 有关设置运行程序的详细信息，请参阅用户指南或入门指南。

使用测序标准品进行测序的准备：

1. 每管测序标准品用 170 μ L Hi-Di™ 甲酰胺重悬。
2. 充分涡旋混匀，短暂离心。
3. 标准品 95 $^{\circ}$ C 加热变性两分钟，迅速放置在冰上。
4. 在 96 孔板中分装 10 μ L 标准品，16 道毛细管从 A1 到 H2，4 道毛细管从 A1 到 D1。
5. 离心，确保标准品离心至管底。
6. 样品板组装到自动加样器上。
7. 使用适当的 Sequencing Module 和 Dye Set Z 运行样本。

注意：在 Hi-Di™ 甲酰胺中重悬超过 24 小时的样品，请勿继续使用。

出版编号 MAN0024741 修订版 A



Applied Biosystems

技术支持服务中心

800-820-8982

400-820-8982

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc.

ThermoFisher
SCIENTIFIC