

3500/3500xL Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1 简要操作说明

货号：4404312

适用仪器：SeqStudio™ 和 3500/3500xL 仪器

产品简介：Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 包含了一段已知序列的 DNA 片段，用于开展 SeqStudio™ 和 3500/3500xL 仪器上的光谱校正/安装性能测试和运行对照。试剂中所含的 DNA 已被冻干，以保持最佳的稳定性。

产品组分和存储：

组分	包装规格	保存条件
3500/3500xL Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1	4 管	-25°C 至 -15°C

一、准备用于光谱校正的测序标准品

1. 瞬时离心测序标准品管，将所有组分离心至管底。
2. 加入 300µL Hi-Di（货号 4311320），将步骤 1 中测序标准品重悬。
3. 高速涡旋 1 分钟，然后瞬时离心。
4. 盖上盖子，将离心管在 95°C 下加热 2 分钟，使 DNA 片段变性，然后立即置于冰上。
5. 取 10µL 变性的标准品分装至 96 孔反应板各孔中：
 - 对于 4 道毛细管仪器：使用孔 A1-D1；
 - 对于 8 道毛细管仪器：使用孔 A1-H1；
 - 对于 24 道毛细管仪器：使用孔 A1-H3。
6. 将 96 孔板进行离心，确保所有标准品离心至管底并且无气泡。
7. 使用 96 孔胶垫（Septa）覆盖反应板。

更多信息，请参阅仪器的英文版用户指南或快速参考手册。

二、准备用于测序的测序标准品

1. 瞬时离心测序标准品管，将所有组分离心至管底。
2. 加入 300µL Hi-Di（货号 4311320），将步骤 1 中测序标准品重悬。
3. 高速涡旋 1 分钟，然后瞬时离心。
4. 盖上盖子，将离心管在 95°C 下加热 2 分钟，使 DNA 片段变性，然后立即置于冰上。
5. 取 10µL 变性的标准品分装至 96 孔反应板各孔中：
 - 对于 4 道毛细管仪器：使用孔 A1-D1；
 - 对于 8 道毛细管仪器：使用孔 A1-H1；
 - 对于 24 道毛细管仪器：使用孔 A1-H3。
6. 将 96 孔板进行离心，确保所有标准品离心至管底并且无气泡。
7. 使用 96 孔胶垫（Septa）覆盖反应板。
8. 使用适当的 Sequencing Module 和 Dye Set Z 运行样本。

更多信息，请参阅仪器的英文版用户指南或快速参考手册。

对照序列

1 GAATTCCTCCCT GCAGGCGTGG CTGCAGCCTG GTTATGATTA CTGTAAATGT TGCTACTACT GCTGACAATG CTGCTGCTGC
81 TTCTCCTCAC TGTCTCCACT TCCTTGAACA ATGCGCCGTC ATGCTTCTTT TGCCTCCCGC TGCTCCAGAA AGCTAGGCCG
161 CAGATCAGAA CCACCACAGT CAATATCACC ACCTTCCTCT TATAGATTCG GAATCTCATG ATAGGGGCTC AGCCTCTGTG
241 CGAGTGGAGA GAAGTTTGCA GGCAGCTGA GGAGCAATTG CAGGTGATAT GATGTGCTCG GCTCAAGAAG CGGGCCCGGA
321 GAGGAAGAAG TCGTGCCGGG GCTAATTATT GGCAAAACGA GCTCTTGTG TAAACATTGA TCCAACCTGA ATGCTACTAA
401 TGGCGAATCA ATATTCCATA AGGCATGATG GTTGCTCAGA GGCAGGAGAA GAGCAACGAA TACGATCCTA TAAAAGATAA
481 AACATAAATA AACAGTCTTG ATTATATTCT GGGTATTAATA GCCACAATCA GAACAAATAT ATGCTTTGTA TCTTTCTTG
561 CCTTCTTCAT TACCAACTGC TTCCGCGGCC ACATTAAGAG AACTTGTGGT AAGATAAGAA GATATTTTAT TCGTTCTGCT
641 GACTTGCTGG ATGTCGGGAA ATATTCTGCA TTTGATAAGA GGCGGTTAAT TGCAGATATA ATTGGTAGTG AAAAGGGTCG
721 TTGCTATGGT CACCGTGAAG CGAGTACAGC AGCACAAAGAA TGTGTGCCGT TCTCAGTTAA TATTGTTTGA ATATGGTAAC
801 CTGTTTTAGT CGGTTTAAAG GTAAGAAGAT CTAACCAAAA ACAACACTGC AGTGACTION TGTAGTATTT ATTTTTTTAC
881 TTAATCTTAA TTTTGGTGTA AACATCAACG GCGCACTTCA ACCAATACTC CAATGTTTTA TCCATCGACA TGACGTTTGA
961 GATAGGGTTG AGTGTGTTTC CAGTTTGGAA CAAGAGTCCA CTATTAAGA ACGTGGACTC CAACGTCAA GGGCGAAAAA
1041 CCGTCTATCA GGGCGATGGC CCACTACGTG AACCATCACC CAAATCAAGT TTTTGGGGT CGAGGTGCCG TAAAGCACTA
1121 AATCGGAACC CTAAGGGGAG CCCCCGATT AGAGCTTGAC GGGGAAAGCC GCGAACGTG GCGAGAAAGG AAGGGAAGAA
1201 AG

出版编号 MAN0019918 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