

## 3730/3730XL BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standards 简要操作

### 说明

货号 4336943

**警告!** 请阅读安全数据表 (SDS) 并遵循操作说明。穿戴适当的防护眼镜、衣服和手套。安全数据表 (SDS) 可在赛默飞官网上查询。

### 组分和储存

组分	数量	储存温度
3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1	4 管 <sup>[1]</sup>	-25°C 至 -15°C

<sup>[1]</sup> 产品呈冻干粉状

### 标准品重悬

1. 每管测序标准品用 1mL Hi-Di™ 甲酰胺 (货号 4311320) 重悬。
2. 涡旋混匀一分钟, 短暂离心至管底。
3. DNA 片段变性:
  - a. 离心管 95°C 孵育两分钟。
  - b. 迅速转移至 4°C 或冰上放置两分钟。

### 制备样品板

1. 标准品分装:

样品板类型	分装
96 孔板	每孔 10µL 标准品
384 孔板	每孔 5µL 标准品 (隔孔加入, 例如 96 道毛细管: A1, C1, E1, G1, I1, K1, M1, O1, A3, C3 等等; 48 道毛细管: A1, C1, E1, G1, I1, K1, M1, O1, A5, C5 等等)

2. 使用 96 孔胶垫 (Septa, 货号 4315933) 或者热封膜 (heat-seal film, 货号 4337570) 覆盖反应板。
3. 短暂离心样品至管底, 避免产生气泡。
4. 仪器上运行反应程序:

仪器	程序类型	毛细管长度	胶	Dye Set	Module
3730/3730XL	光谱校准	36cm	POP-7	Z	Spect36_SeqStd_POP7
		50cm			Spect50_SeqStd_POP7
		36cm	POP-6		Spect36_SeqStd_POP6
		50cm			Spect50_SeqStd_POP6
	测序	36cm	POP-7		StdSeq36_POP7
					RapidSeq36_POP7
		50cm			TargetSeq36_POP7
					XLRSeq50_POP7
		36cm			LongSeq50_POP7
					FastSeq50_POP7
		50cm			StdSeq36_POP6
					LongSeq50_POP6

更多信息，请查看仪器的英文用户参考手册

本产品仅供科研使用，不能用于临床诊断

## 对照序列信息

```
1 AATTCCTGC AGGCGTGGCT GCAGCCTGGT TATGATTACT GTTAATGTTG CTACTACTGC TGACAATGCT GCTGCTGCTT
81 CTCCTCACTG TCTCCACTTC CTTGAACAAT GCGCCGTCAT GCTTCTTTTG CCTCCCGCTG CTCCAGAAAAG CTAGGCCGCA
161 GATCAGAACC ACCACAGTCA ATATCACCAC CTCCTCTTA TAGATTCGGA ATCTCATGAT AGGGGCTCAG CCTCTGTGCG
241 AGTGGAGAGA AGTTGCAGG CGAGCTGAGG AGCAATTGCA GGTGATATGA TGTGCTCGGC TCAAGAAGCG GGCCCGGAGA
321 GGAAGAAGTC GTGCCGGGGC TAATTATTGG CAAAACGAGC TCTTGTGTA AACATTGATC CAACTGGAAT GTCACTAATG
401 GCGAATCAAT ATTCCATAAG GCATGATGGT TGCTCAGAGG CAGGAGAAGA GCAACGAATA CGATCCTATA AAAGATAAAA
481 CATAAATAAA CAGTCTTGAT TATATTCTGG GTATTAAGC CACAATCAGA ACAAATATAT GCTTTGTATC TTTTCTTGCC
561 TTCTTCATTA CCAACTGCTT CCGCGGCCAC ATTAAGAGAA CTGTGGTAA GATAAGAAGA TATTTTATTC GTTCTGCTGA
641 CTTGCTGGAT GTCGGGAAAT ATTCTGCATT TGATAAGAGG CGGTAAATTG CAGATATAAT TGGTAGTGAA AAGGGTCGTT
721 GCTATGGTCA CCGTGAAGCG AGTACAGCAG CACAAGAATG TGTGCCGTTT TCAGTTAATA TTGTTTGAAT ATGGTAACCT
801 GTTTTAGTGC GTTTAAAGGT AAGAAGATCT AACCAAAAAC AACACTGCAG TGAAGTATTG TAGTATTTAT TTTTACTT
881 AATCTTAATT TTGGTGTAAT CATCAACGGC GCACTTCAAC CAATACTCCA ATGTTTATC CATCGACATG ACGTTCGAGA
961 TAGGGTTGAG TGTGTGCCA GTTTGGAACA AGAGTCCACT ATTAAGAAGC GTGGACTCCA ACGTCAAAGG GCGAAAAACC
1041 GTCTATCAGG GCGATGGCCC ACTACGTGAA CCATCACCCA AATCAAGTTT TTTGGGGTCG AGGTGCCGTA AAGCACTAAA
1121 TCGGAACCT AAAGGGAGCC CCCGATTAG AGCTTGACGG GAAAGCCGG CGAACGTGGC GAGAAAGGAA GGAAGAAAAG
```

出版编号 MAN0024742 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