



PowerPlex® 21 System

----- 案件、亲子鉴定及数据库建设的完美选择

21 个基因座、90 分钟扩增时间、直接扩增与提取后扩增双重选择……

本产品可快速高效地应用于案件处理、亲子鉴定及数据库建设。



- **一次扩增，基本满足对基因座的所有需求**

5 色荧光标记技术，**21 个基因座**包括：CODIS13 个位点、Amelogenin、Penta D、Penta E、D1S1656、D2S1338、D6S1043、D12S391 和 D19S433。

- **适用于各种检材**

本产品优化的方案可应用于不同类型的检材，包括 FTA® 卡直接扩增。

- **扩增更灵活、更高效**

无论是直接扩增，还是对提取 DNA 的扩增，90 分钟内均可完成。

- **灵敏度更高**

低至 100pg 的纯化 DNA 模板可获得完整的分型图谱。

普洛麦格（北京）生物技术有限公司
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



欢迎关注 Promega
专属法医微信公众号

POWERPLEX[®] 21 SYSTEM



Promega

Faster process. Flexible protocols. Unbeatable results.

PowerPlex[®] 21 System 扩增体系

PCR 反应混合液组份	每个反应加入的体积		
	提取后扩增	直接扩增	直接扩增
Water, Amplification Grade	14.0µl	13.0µl	15.0µl
PowerPlex [®] 215X Master Mix	5.0µl	5.0µl	5.0µl
PowerPlex [®] 215X Primer Pair Mix	5.0µl	5.0µl	5.0µl
模板	*1.0µl	**2.0µl	—
反应总体积	25.0µl	25.0µl	25.0µl

*DNA 提取液 0.5ng/µl

** 棉签 DNA 提取液

PowerPlex[®] 21 System 扩增程序

提取后扩增	直接扩增
96°C for 1 minute, then: 94°C for 10 seconds 59°C for 1 minute 72°C for 30 seconds for 30 cycles, then: 60°C for 10 minutes 4°C soak	96°C for 1 minute, then: 94°C for 10 seconds 59°C for 1 minute 72°C for 30 seconds for 25 cycles, then: 60°C for 20 minutes 4°C soak

PowerPlex[®] 21 System 产品订购信息

产品	规格	目录号
PowerPlex [®] 21 System	800 人份	DC8942
	200 人份	DC8902
SwabSolution [™] Kit	100 人份	DC8271
PunchSolution [™] Kit	100 人份	DC9271
2800M Control DNA, 10ng/ul	25µl	DD7101
2800M Control DNA, 0.25ng/ul	500µl	DD7251
WEN ILS500	200µl	DG5001
Water, Amplification Grade,	6,250µl (5 × 1,250µl)	DW0991
PowerPlex [®] 5C Matrix Standard	5 次	DG4850

www.promega.com/powerplex21