



Spectrum

COMPACT
CE SYSTEM



Spectrum

COMPACT
CE SYSTEM

Spectrum Compact CE System是一款集成高效的仪器，在实验室可独立完成Sanger测序和片段分析，操作简便，有效监测程序的每一个环节。

本仪器兼容Promega及市场上其他4色、5色和6色STR试剂盒。

36_{cm}

毛细管长度

分离度更佳

Polymer4
&
Polymer7
胶兼容

适用范围更广

Fragment

片段分析

用于法庭科学领域

“私人定制”的毛细管电泳仪器

Spectrum Compact CE System应用于法庭科学，科研和临床研究领域，为希望自行完成样本检测分析的客户提供了可行性方案。此仪器属于高回报型的仪器，体积小节约空间，可灵活设置样本检测数量。





Spectrum Compact CE System特点

“私人定制”工作平台

- 样品处理灵活化
 - » 无需等待批量样品或将样品送到外部实验室
- 工作流程更高效
 - » 4个八联管检测分析32个样本
 - » 4道毛细管阵列，36cm
- 节省时间，减少试剂浪费

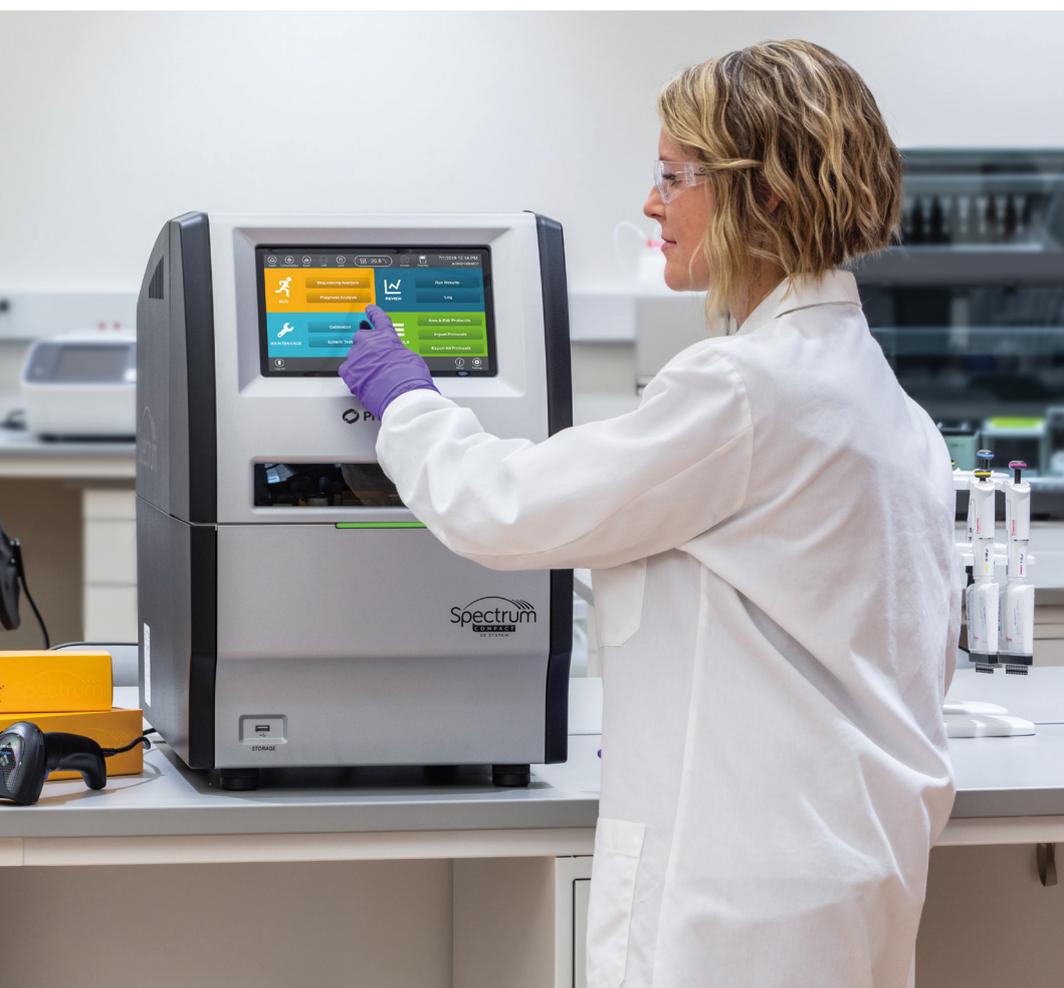
进行Sanger测序和片段分析

- 与市售的测序试剂盒兼容
 - » 使用荧光标记的双脱氧核苷三磷酸
 - » 针对广泛的应用进行优化，包括：
 - 从头测序
 - 二代测序的确认
 - 重测序
 - 突变检测
 - 线粒体测序
- 兼容市场上常见的STR试剂盒
 - » 兼容4色，5色和6色STR试剂盒
 - » 其他用途包括：
 - 微卫星分析
 - PCR片段大小分析
 - SNP检测

集成式触屏操作

Spectrum Compact CE System的控制软件操作界面简单，清晰显示包括运行设置，耗材和毛细管使用信息，以及系统维护提醒等操作功能。

- 简单的操作流程向导
- 简便触屏式的操作界面
- 运行过程中实时监控运行进度并查看分析结果
- 以.fsa或.ab1导出的文件与市面常用数据分析软件兼容，如 ProView™ Sequencing, GeneMarker® HID, Mutation Surveyor® 和 GeneMapper®)





小体积，多功能

Spectrum Compact兼容6色荧光STR试剂盒，并且价格合理。

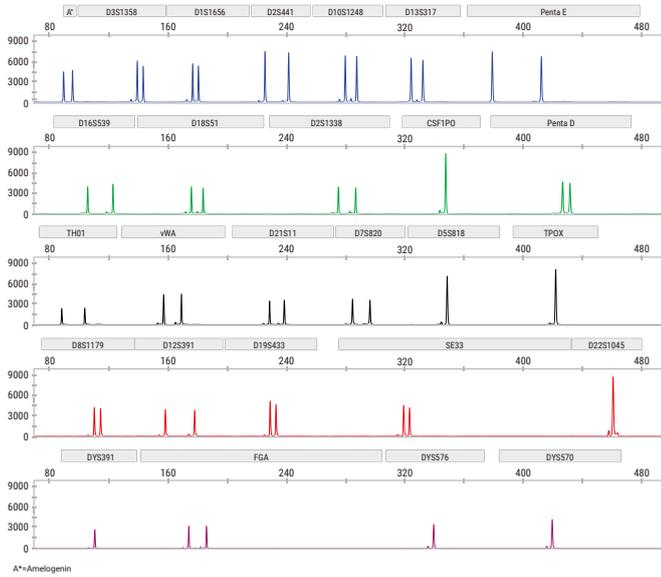


图1：在Spectrum Compact CE System上，PowerPlex® Fusion 6C System扩增1ng 2800M阳性对照电泳图谱，进样条件为1.6kV, 9s。

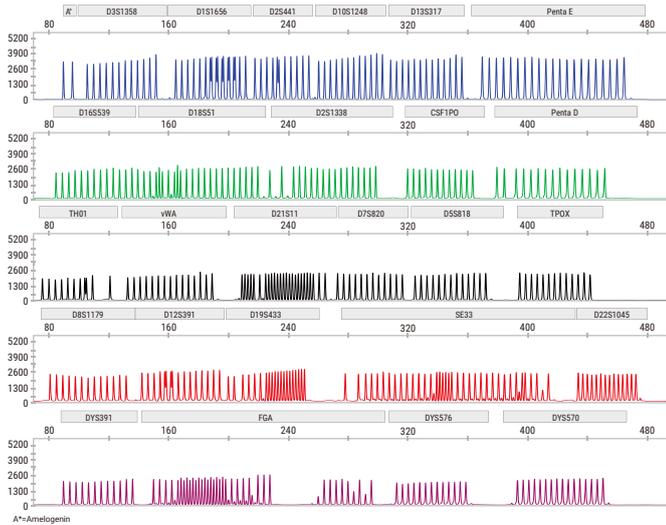
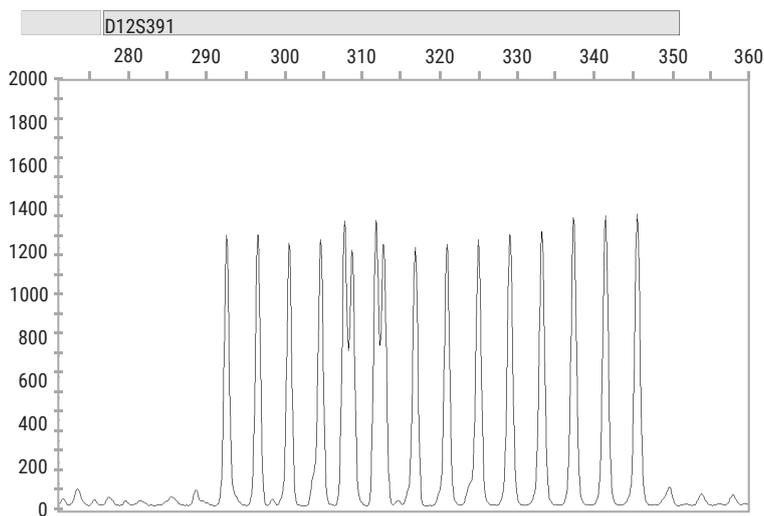


图2：在Spectrum Compact CE System上，PowerPlex® Fusion 6C System中Ladder的电泳图谱，进样条件为1.6kV, 9s。

单碱基分辨率



Spectrum Compact实现了1bp分辨率，如PowerPlex® 17 ESI System的Ladder中D12S391基因座所示。进样条件为1.6kV，9s。

适用于Sanger片段分析和测序，经济实惠的集成式测序仪

用于Spectrum CE Systems的GeneMarker® HID软件

用于Spectrum CE System的GeneMarker® HID软件（GMHID-Spectrum）兼容市场上的商用STR试剂盒。数据分析和导出格式可轻松满足实验室LIMS和报告打印需求，更多功能包括：

- 包含database searching 和relationship testing功能
- 自动进行数据污染核查
- 缩短至少25%的数据分析时间
- 降低对数据的人为干预
- 兼容Spectrum 8色数据（.promega）和现有STR数据（.fsa和.hid）



准确快速测序

Spectrum Compact支持Sanger测序，用于验证各种基因组应用中所需的NGS碱基调用和基因测序。

图 A

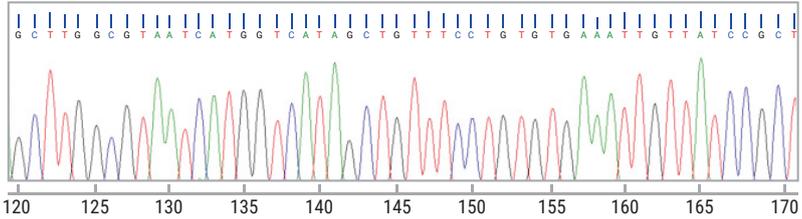
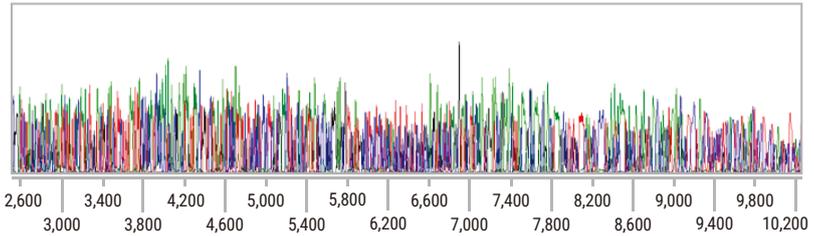


图 B

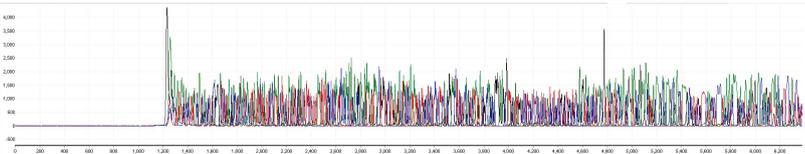


代表数据(图A)：使用ProDye™ Terminator Sequencing System在 Spectrum Compact CE System生成的电泳图，进样条件为1.2kV,4s和Polymer7。代表数据(图B)：标准测序流程收集的测序原始数据。

测序分析读取长度

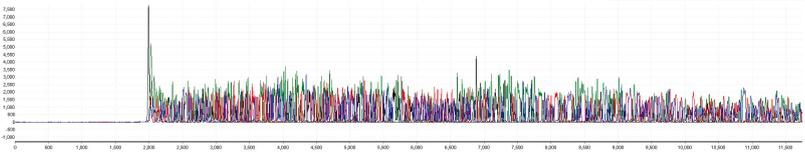
ProDye™ Terminator Sequencing System 与Spectrum Compact CE System 结合，在短时间内获得更多的碱基信息。

快速模式



30分钟内获取至少600组碱基信息。

标准模式

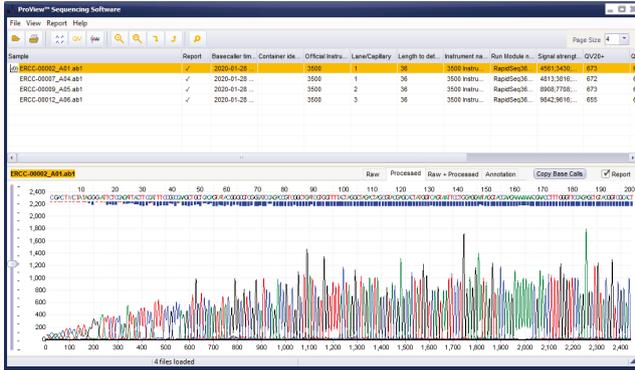


1小时内获得至少800组碱基信息。

使用Spectrum Compact CE System和 ProDye™ Terminator Sequencing System生成的原始数据

ProView™ Sequencing软件

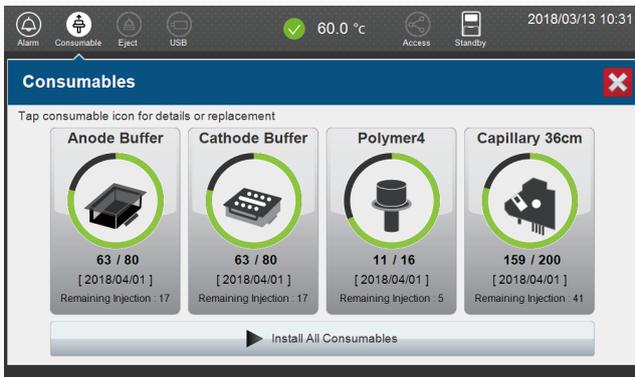
ProView™ Sequencing 软件是针对Sanger测序使用的处理软件，用来展示生成的.ab1文件。该软件可用于查看和编辑序列信息、显示电泳图、生成报告、显示拼接信息以及将文件保存成各种格式。



Spectrum Compact耗材和配件

即装即用，预填充消耗品的设计，让实验室任何技术人员都可进行毛细管电泳操作。

Spectrum Compact易于安装和操作，预装缓冲液、胶与相关耗材可批量供应。其他诸如上样板，隔垫和甲酰胺等配件也可提供。所有的耗材和配件贴有2D条形码，用于追踪其使用情况。



Spectrum Compact控制软件可实时记录主要试剂和耗材的使用情况。



Spectrum Compact耗材

Spectrum Compact毛细管阵列

- 4道毛细管，36厘米

Spectrum Compact 阴极隔垫

- Spectrum Compact专用阴极缓冲液盒的8孔隔垫

Spectrum Compact Polymer胶

- 兼容Polymer4和Polymer7胶

上样本底座套装，32孔

- 容纳四个8联管

Spectrum Compact 缓冲液

- 预装，即用型阳极和阴极盒

条形隔垫，8孔

- 硅胶隔垫，防止样本蒸发和污染





Promega支持

Promega试剂和Spectrum Compact CE System作为一个集成式测序仪，为Sanger测序和片段分析提供优化结果。购买仪器时随赠仪器，软件和配件的现场安装和培训服务。

Promega为预防性维护，现场培训和验证计划提供相应的服务，将实验室无法正常工作的风险降到最低。

- 线上和现场咨询
- 量身定制的工作流程
- 数据分析和摘要报告的快速转换

仪器组件

Spectrum Compact CE System提供如下：

- 毛细管电泳仪
- 集成触摸屏
- 现场安装和用户培训服务
- 12月日常维保
- Starter kits
 - » 4道毛细管，36cm
 - » 阴极隔垫和固定器
 - » Polymer4和Polymer7 胶
 - » 板座和固定盖
 - » 阳极和阴极缓冲液
 - » 毛细管保存液



仪器规格

尺寸	40厘米宽 x 60厘米深 x 60厘米高
重量	45公斤
主电源电压	95-240VAC, 50-60Hz (全球兼容性) 15安培
操作环境	15°C-30°C
样本容量	1-32个样品 (4个八联管)
注射吞吐量	4道毛细管, 36cm
毛细管阵列长度	36厘米
服务和保修	现场安装 现场应用培训 延长服务合同 单独提供 - 请咨询。

订购信息

产品名称	规格	目录号
Spectrum Compact CE System	1 each	CE1304
Spectrum Compact Buffer	2 pairs	CE2300
Spectrum Compact Cathode Septa Mat	10 each	CE2301
Spectrum Compact Cathode Retainer	4 each	CE2302
Spectrum Compact Polymer4	4 × 96 wells	CE2404
Spectrum Compact Polymer7	4 × 96 wells	CE2407
Strip Septa Mat, 8-Well	24 each	CE2308
Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well	4 each	CE2332
Spectrum Compact Capillary Cartridge, 4-Capillary 36cm	1 each	CE2340
Capillary Preservation Buffer	10ml	CE2399
	24 reactions	CR4324
ProDye™ Terminator Sequencing System	200 reactions	CR4302
	1000 reactions	CR4310



更多详情，请登陆：

www.promega.com/SpectrumCompact



了解更多，请登录：

www.promega.com/SpectrumCompact

仅供研究使用，不适用于医疗诊断。

PowerPlex是Promega Corporation的注册商标。

GeneMarker和Mutation Surveyor是SoftGenetics的注册商标。

ThermalSeal是Excel Scientific, Inc的注册商标。

GeneMapper是Thermo Fisher Scientific的注册商标。

产品可能包含待审批或已授权的专利。

请登陆我们的网站获取更多信息。