



1600毛细管电泳备件 快速参考指南

用于安捷伦仪器的安捷伦备件

安捷伦科技公司致力于提高您实验室的工作效率。作为此长期承诺的一部分，我们设计的配件与我们的仪器精确匹配。每天您都可以获得一致的结果和最佳仪器性能。

为方便您订购，下面的采购清单包括通常订购的备件和部件。

只需在您需要或想要备用的配件旁打勾即可。然后，请访问我们的网站

www.agilent.com/chem/store，开始便捷的订购过程。也可以致电(或将此采购清单传真给)当地安捷伦分公司或安捷伦授权代理商。

说明	部件号	建议数量	请在要订购的项目上打勾
系统部件			
氙灯	2140-0585	2	<input type="checkbox"/>
电解液瓶, 500 ml	9300-1748	4	<input type="checkbox"/>
预打孔器	G1600-67201	3	<input type="checkbox"/>
准直接口和毛细管			
毛细管卡套	G1600-60002	2	<input type="checkbox"/>
CE 标准毛细管, 75 µm 内径, 2 /包	G1600-61311	1	<input type="checkbox"/>
适用于标准毛细管的准直接口, 75, 100, 150µm 内径,	G1600-60310	1	<input type="checkbox"/>
CE 扩展光程毛细管, 75 µm 内径, 2 /包,,	G1600-61332	1	<input type="checkbox"/>
准直接口, 用于安捷伦扩展光程毛细管, 75 µm 内径	G1600-60330	1	<input type="checkbox"/>
CE样品瓶和瓶盖			
钳口盖/卡口盖样品瓶, 1 ml, 聚丙烯, 100/包	5182-0567	5	<input type="checkbox"/>
钳口/卡口样品瓶, 300 µl, 聚丙烯, 1000/包	9301-0978	1	<input type="checkbox"/>
透明广口钳口瓶/卡口瓶, 2 ml, 500 /包	5183-4623	1	<input type="checkbox"/>
卡口盖 PUR (用于进行再密封的聚氨酯), 500 /包	5042-6491	1	<input type="checkbox"/>
卡口盖 PEO (抗化学品的聚乙烯烷), 500 /包	5181-1513	1	<input type="checkbox"/>
高灵敏度检测池			
高灵敏度检测池 包括检测池, 75 µmm 内径入口毛细管 (72 cm) 和出口毛细管 (8.5 cm) 一对, 毛细管卡套, 装配用具 (包括3个有密封垫的装配螺丝, 2个装配帽), 清洗溶液和CE附带的CD-ROM	G1600-68713	1	<input type="checkbox"/>
高灵敏度检测池更换工具包 包括 75 µmm 内径入口毛细管 (72 cm) 和出口毛细管 (8.5 cm) 一对,	G1600-68716	1	<input type="checkbox"/>
CE 池装配工具包 包括 3 个装配螺丝, 2 个装配帽	G1600-63200	1	<input type="checkbox"/>

转下页



Agilent Technologies

说明	部件号	建议数量	请在要订购的项目上打勾
CE 试剂			
CE 用超纯水, 500 ml	5062-8578	1	<input type="checkbox"/>
0.1 N 氢氧化钠, 250 ml	5062-8575	1	<input type="checkbox"/>
1.0 N 氢氧化钠, 250 ml	5062-8576	1	<input type="checkbox"/>
0.1 N 磷酸, 250 ml	5062-8577	1	<input type="checkbox"/>
50 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5, 250 ml	5062-8571	1	<input type="checkbox"/>
50 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0, 250 ml	5062-8572	1	<input type="checkbox"/>
50 mM 四硼酸钠缓冲液, pH 9.3, 250 ml	5062-8573	1	<input type="checkbox"/>
20 mM 四硼酸钠缓冲液, pH 9.3, 100 ml	8500-6782	1	<input type="checkbox"/>
CE 试剂盒			
CE 操作认证/性能验证 (OQ/PV) 化学试剂盒 包括缓冲液 (20 mM 硼酸盐, pH 9.3, 100 ml) 和测试样品 (0.1、0.5、1.0 和 5.0 mM 4- (羟基) -乙酰苯, 各 2 ml)、 毛细管再生溶液 (0.1 N 氢氧化钠, 100 ml)、测试毛细管 (L=48.5 cm, l=40 cm, ID=50 μm) 以及附有方法、序列、 光谱库和说明手册的磁盘。	5063-6515	1	<input type="checkbox"/>
Agilent CE 毛细管电泳系统启动工具包 包括扩展光程毛细管 (长度为 64.5 cm, 内径为 50 μm)、一根标准毛细管 (有效长度为 56 cm, 内径为 50 μm)、 一根测试毛细管 (长度为 48.5 cm, 有效长度为 40 cm, 内径为 50 μm)、一个适用于标准毛细管 (内径为 50 μm) 的 准直接口, 以及一个适用于安捷伦扩展光程毛细管 (内径为 50 μm) 的准直接口	G1600-68706	1	<input type="checkbox"/>
μPAGE 启动工具包, 3根毛细管, 100 μm	192-1311	1	<input type="checkbox"/>
无机阴离子溶液试剂盒	5063-6511	1	<input type="checkbox"/>
有机酸试剂盒	5063-6510	1	<input type="checkbox"/>
法医分析阴离子溶液试剂盒	5064-8208	1	<input type="checkbox"/>
阳离子试剂盒	5064-8206	1	<input type="checkbox"/>

安捷伦色谱柱和备件 – 帮助您获得所需的结果

为了使您的色谱结果更加可信, 您可以使用高品质的安捷伦色谱柱和备件来优化整个系统。安捷伦采用 ISO 9001 标准认证的高品质系统并依据严格的安捷伦性能指标要求来设计、制造并测试各种色谱柱、备件、工具包和附件。您为什么还要冒损害分析结果的风险使用其他备件而不使用原装的安捷伦备件呢?

要获取安捷伦色谱柱和备件的完整列表, 请在线访问我们的网站:

www.agilent.com/chem/supplies。

安捷伦科技公司对此处所包含的错误, 或因提供、遵循或使用本资料所引起的附带或间接损失不负任何责任。此出版物中的信息、说明和指标, 如有更改, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技, 2007
2008 年1月中国印刷
5989-6658CHCN



Agilent Technologies