



7694 顶空进样器备件 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
样品瓶、瓶盖和隔垫			
顶空钳口盖，平底样品瓶，20 mL，100/包	5182-0837	1	<input type="checkbox"/>
顶空钳口盖，平底样品瓶，10 mL，100/包	5182-0838	1	<input type="checkbox"/>
带 20 mm PTFE/硅橡胶隔垫的银白色铝质钳口盖，100/包	5183-4477	1	<input type="checkbox"/>
具有安全功能的银白色铝质钳口盖，20 mm，PTFE/硅橡胶隔垫，100/包	5183-4478	1	<input type="checkbox"/>
带 20 mm 模塑的 PTFE/丁基橡胶隔垫的银白色铝质钳口盖，100/包	5183-4479	1	<input type="checkbox"/>
具有安全功能的银白色铝质钳口盖，20 mm 模塑的 PTFE/丁基橡胶隔垫，100/包	5183-4480	1	<input type="checkbox"/>
样品瓶套件: 20 mL 顶空钳口盖，平底样品瓶，具有安全功能的银白色铝质一体式钳口盖，模塑的灰色 PTFE/黑色丁基橡胶隔垫，100/包	5182-0839	1	<input type="checkbox"/>
样品瓶套件: 20 mL 顶空钳口盖，平底样品瓶，具有安全功能的银白色铝质一体式钳口盖，PTFE/白色硅橡胶隔垫，100/包	5182-0840	1	<input type="checkbox"/>
针头			
针，顶空传输管线，脱活 0.5 mm 外径	2322590004	1	<input type="checkbox"/>
传输管线针，内径 0.25 mm，外径 0.5 mm，镍	301-016-HSP	1	<input type="checkbox"/>
针，顶空传输管线，脱活 0.7 mm 外径	2322590005	1	<input type="checkbox"/>
传输管线针，内径 0.4 mm，外径 0.8 mm，镍	301-015-HSP	1	<input type="checkbox"/>
针头组件瓶探针，脱活	301-220-HSP	1	<input type="checkbox"/>
针头组件（瓶探针）	301-013-HSP	1	<input type="checkbox"/>
接头			
零死体积接头	325-045-HSP	1	<input type="checkbox"/>
阀头接头套件	325-024-HSP	1	<input type="checkbox"/>
传输管线螺帽	19258-20830	1	<input type="checkbox"/>
传输管线密封垫圈	19258-20870	1	<input type="checkbox"/>
接头 FF 6MB，一套 5 件	325-062-HSP	1	<input type="checkbox"/>
接头 T6 MB，一套 5 件，黄铜	325-132-HSP	1	<input type="checkbox"/>
接头 T5 MA	325-185-HSP	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
阀			
阀, 电磁放空, Kalrez	3600500001	1	<input type="checkbox"/>
阀, 电磁瓶增压	3600500002	1	<input type="checkbox"/>
压力表	330-086-HSP	1	<input type="checkbox"/>
流量控制器	330-055-HSP	1	<input type="checkbox"/>
管线和传输管线			
样品定量管, 1 ml, 脱活	2321700003	1	<input type="checkbox"/>
样品定量管, 1 ml, 镍制	321-055-HSP	1	<input type="checkbox"/>
样品定量管, 3 ml, 脱活	2321700004	1	<input type="checkbox"/>
样品定量管, 3 mL, 镍制	321-056-HSP	1	<input type="checkbox"/>
管线, 针头, 6 通阀, 脱活	301-212-HSP	1	<input type="checkbox"/>
管线, 针头, 6 通阀, 镍	301-169-HSP	1	<input type="checkbox"/>
不锈钢放空阀出口管线	301-170-HSP	1	<input type="checkbox"/>
传感器管, 125 mm 聚四氟乙烯	321-057-HSP	1	<input type="checkbox"/>
限流器, 不锈钢	321-002-HSP	1	<input type="checkbox"/>
传输管线, 脱活的, 1 m	301-211-HSP	1	<input type="checkbox"/>
传输管线, 1 m, 镍	301-152-HSP	1	<input type="checkbox"/>
传输管线, 80 cm, 镍	301-011-HSP	1	<input type="checkbox"/>
维修、检漏和 OQ/PV 备件			
废液放空管隔垫螺帽	301-205-HSP	1	<input type="checkbox"/>
用于 10 mL 瓶的柱箱转换座	301-017-HSP	1	<input type="checkbox"/>
10 mL 样品盘转换座, 25/包	300-301-HSP	1	<input type="checkbox"/>
顶空渗漏测试工具包	G1888-60701	1	<input type="checkbox"/>
OQ/PV 顶空样品	5182-9733	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。

© 安捷伦科技公司, 2007
2008年1月中国印刷
5989-6723CHCN



Agilent Technologies