



Agilent 5975/5973 MSD 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
清洗和维护用消耗品			
一年维护工具包（用于扩散泵系统）	5183-2096	2	<input type="checkbox"/>
MSD 工具包，5975/5973	G1099-60566	2	<input type="checkbox"/>
尼龙手套，不起毛，大号	8650-0030	4	<input type="checkbox"/>
砂纸，5/包	5061-5896	2	<input type="checkbox"/>
不起毛的布，15/包	05980-60051	2	<input type="checkbox"/>
棉签，100/包	5080-5400	2	<input type="checkbox"/>
Santovac 5P Ultra 扩散泵油，18.5 ml	6040-0809	2	<input type="checkbox"/>
前级泵油，P3，0.5 升	6040-0621	2	<input type="checkbox"/>
离子源备件			
灯丝，EI 高温，用于 5975	G2590-60053	2	<input type="checkbox"/>
灯丝，5975/5973 (CI)	G1099-80053	2	<input type="checkbox"/>
透镜绝缘体，2/包	05971-20130	2	<input type="checkbox"/>
MS 接口柱螺帽，内螺纹	05988-20066	2	<input type="checkbox"/>
排斥极组件备件			
排斥极绝缘体	G1099-20133	2	<input type="checkbox"/>
进样口隔垫			
11 mm 不粘连 BTO 隔垫，50/包	5183-4757	2	<input type="checkbox"/>
Merlin 微密封垫			
高压 Merlin 微密封垫起始工具包 包括微密封隔垫和螺帽	5182-3442	2	<input type="checkbox"/>
微密封高压隔垫	5182-3444	2	<input type="checkbox"/>
密封垫圈			
0.4 mm Vespel 石墨密封垫圈，用于 200/250 μm 柱，/包	5062-3508	2	<input type="checkbox"/>
0.5 mm Vespel 石墨密封垫圈，用于 320 μm 柱，10/包	5062-3506	2	<input type="checkbox"/>
250 μm Vespel/石墨密封垫圈，10/包	5181-3323	2	<input type="checkbox"/>
SilTite 金属密封垫圈，1/16 英寸 包括 2 个柱螺帽	5184-3571	2	<input type="checkbox"/>
SilTite 金属密封垫圈，1/16 英寸 x 0.4mm 内径 包括 2 个柱螺帽	5184-3569	2	<input type="checkbox"/>
SilTite 金属密封垫圈，1/16 英寸 x 0.5mm 内径 包括 2 个柱螺帽	5184-3570	2	<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
检测器备件			
电子倍增器更换角管	05971-80103	2	<input type="checkbox"/>
其他备件			
气体泄漏检测器, 115V	5182-9646	2	<input type="checkbox"/>
ADM 1000	220-1170	2	<input type="checkbox"/>
通用大容量捕集阱, 1/8 英寸接头	RMSH-2	2	<input type="checkbox"/>
PFTBA MS 样品包, 0.5 ml	05971-60571	2	<input type="checkbox"/>
用于 PFTBA 测试样品的更换玻璃瓶, 5973	05980-20018	2	<input type="checkbox"/>
PFTD 样品	8500-8130	2	<input type="checkbox"/>
用于 PFTBA 测试样品的更换玻璃瓶, 5973	05980-20018	2	<input type="checkbox"/>

说明	非Inert型号 部件号	请在要订购的 项目上打勾	Inert型号 部件号	请在要订购的 项目上打勾
5975/5973 MSD 离子源部件 (EI)				
离子源体	G1099-20130	<input type="checkbox"/>	G2589-20043	<input type="checkbox"/>
推斥极	G1099-20132	<input type="checkbox"/>	G2589-20044	<input type="checkbox"/>
接口插口	G1099-20136	<input type="checkbox"/>	G1099-20136	<input type="checkbox"/>
拉出极板, 3 mm	05971-20134	<input type="checkbox"/>	G2589-20100	<input type="checkbox"/>
拉出极板, 6 mm	G3163-20530	<input type="checkbox"/>	G2589-20045	<input type="checkbox"/>
拉出极柱体	G1072-20008	<input type="checkbox"/>	G1072-20008	<input type="checkbox"/>
离子聚焦透镜	05971-20143	<input type="checkbox"/>	05971-20143	<input type="checkbox"/>
入口透镜	05971-20126	<input type="checkbox"/>	G3170-20126	<input type="checkbox"/>
推斥极绝缘体	G1099-20133	<input type="checkbox"/>	G1099-20133	<input type="checkbox"/>
安装螺丝 用于透镜组	0515-1446	<input type="checkbox"/>	G1999-20022	<input type="checkbox"/>
垫圈, 用于推斥极 M3	3050-0891	<input type="checkbox"/>	3050-0891	<input type="checkbox"/>
螺帽, 5.5 mm	0535-0071	<input type="checkbox"/>	0535-0071	<input type="checkbox"/>
离子源传感器	G1099-60104	<input type="checkbox"/>	G1099-60104	<input type="checkbox"/>
透镜绝缘体, 2/包	05971-20130	<input type="checkbox"/>	05971-20130	<input type="checkbox"/>
离子源组件	G1099-60106	<input type="checkbox"/>	G3170-65710	<input type="checkbox"/>
阳极离子源加热器组件	G3169-60177	<input type="checkbox"/>	G3169-60177	<input type="checkbox"/>
推斥极组件	G1099-60170	<input type="checkbox"/>	G2589-60102	<input type="checkbox"/>
螺丝 用于离子源上的灯丝	0515-1046	<input type="checkbox"/>	G1999-20021	<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
5989-5383CHCN



Agilent Technologies