



7890A/6890 气相色谱备件 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
色谱柱安装备件			
通用柱螺帽	5181-8830	3	<input type="checkbox"/>
密封垫圈, 10/包	密封圈内径 (mm)	色谱柱内径 (mm)	
石墨	0.5	0.1, 0.2, 0.25, 0.32	5080-8853 2 <input type="checkbox"/>
石墨	1.0	0.53	5080-8773 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/石墨	0.4	0.1, 0.2, 0.25	5181-3323 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/石墨	0.5	0.32	5062-3514 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/石墨	0.8	0.45, 0.53	5062-3512 2 <input type="checkbox"/>
柱密封垫圈安装工具	19251-80680	1	<input type="checkbox"/>
金刚石尖的柱切割器	420-1000	1	<input type="checkbox"/>
进样口隔垫			
11 mm 不粘连 BTO 隔垫, 50/包	5183-4757	1	<input type="checkbox"/>
11 mm 高级绿色隔垫, 50/包	5183-4759	1	<input type="checkbox"/>
11mm 长寿命进样口隔垫, 50/包	5183-4761	1	<input type="checkbox"/>
5 mm 通孔隔垫, 25/包	5181-1260	1	<input type="checkbox"/>
5 mm 长寿命进样口隔垫, 50/包	5183-4762	1	<input type="checkbox"/>
高压 Merlin 微密封垫	5182-3442	1	<input type="checkbox"/>
Merlin 微密封垫, 仅用于密封	5182-3444	1	<input type="checkbox"/>
分流/不分流进样口备件			
衬管, 分流用, 直管, 玻璃棉, 未脱活	19251-60540	5	<input type="checkbox"/>
不分流, 单锥, 脱活, 4 mm 内径	5181-3316	5	<input type="checkbox"/>
衬管, 不分流, 单细径锥, 玻璃棉, 脱活	5062-3587	5	<input type="checkbox"/>
分流, 单锥形, 低压力降, 玻璃毛	5183-4647	5	<input type="checkbox"/>
不粘连碳氟 O 形圈, 10/包	5188-5365	2	<input type="checkbox"/>
用于顶部翻转密封进样口的不粘连碳氟衬管 O 形圈, 10/包, 仅用于 6890	5188-5366	2	<input type="checkbox"/>
镀金密封件工具包	5188-5367	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
冷柱头进样口备件			
320 mm 隔垫螺母座组件	19245-80521	1	<input type="checkbox"/>
530 mm 隔垫螺母座组件	G1545-80520	1	<input type="checkbox"/>
弹簧	19245-60760	1	<input type="checkbox"/>
插件			
用于 200 μm 柱, 1 个环	19245-20510	5	<input type="checkbox"/>
用于 250 μm 柱, 6 个环	19245-20515	5	<input type="checkbox"/>
用于 320 μm 柱, 5 个环	19245-20525	5	<input type="checkbox"/>
毛细管柱插件	19245-20580	5	<input type="checkbox"/>
填充柱进样口备件			
O 形圈, 氟代烃, 12/包	5080-8898	1	<input type="checkbox"/>
密封垫圈, 1/4 英寸, Vespel	5080-8774	2	<input type="checkbox"/>
1/4 英寸, 螺帽, 黄铜, 10/包	5180-4105	1	<input type="checkbox"/>
一次性玻璃衬管, 内体积 170 μl	5080-8732	1	<input type="checkbox"/>
火焰离子化检测器 (FID) 备件			
点火器火花塞组件	19231-60680	1	<input type="checkbox"/>
死堵头, 手紧型	5020-8294	1	<input type="checkbox"/>
FID 收集极组件	G1531-60690	1	<input type="checkbox"/>
摆动片轴组件	G1530-80560	1	<input type="checkbox"/>
高温喷嘴 (用于模拟蒸馏分析), 内径 0.018 英寸	G1531-80620	1	<input type="checkbox"/>
喷嘴, 0.011 英寸内径的喷嘴, 可通用的毛细管	19244-80560	1	<input type="checkbox"/>
喷嘴, 标准填充柱 0.018 英寸内径	18710-20119	1	<input type="checkbox"/>
FID 流速测量插件	19301-60660	1	<input type="checkbox"/>
FID 清洗工具包	9301-0985	1	<input type="checkbox"/>
氮磷检测器 (NPD) 备件			
NPD 白色陶瓷铷珠组件	G1534-60570	2	<input type="checkbox"/>
NPD 黑色陶瓷铷珠组件	5183-2007	2	<input type="checkbox"/>
喷嘴, 0.011 英寸/0.29 mm 内径的喷嘴, 专用毛细管	G1531-80560	1	<input type="checkbox"/>
喷嘴, 0.011 英寸内径的喷嘴, 可通用的毛细管	19244-80560	1	<input type="checkbox"/>
FID 和 NPD 接头			
用于毛细管柱的 FID/NPD 接头	19244-80610	1	<input type="checkbox"/>
密封垫圈, 1/4 英寸, Vespel	5080-8774	2	<input type="checkbox"/>
530 μm , 1.0 mm 内径石墨密封垫圈	5080-8773	2	<input type="checkbox"/>
320 μm , 0.5 mm 内径石墨密封垫圈	5080-8853	2	<input type="checkbox"/>
1/4 英寸, 螺帽, 黄铜	5180-4105	1	<input type="checkbox"/>
热导检测器 (TCD) 备件			
TCD 毛细管柱接头	G1532-80540	1	<input type="checkbox"/>
电子捕获检测器 (ECD) 备件			
微池 ECD 放射性泄漏检测说明材料	18713-60050	1	<input type="checkbox"/>

转下页

说明	部件号	建议数量	请在要订购的项目上打勾
工具			
带有气体净化器的 GC 安装工具包 (无工具)	19199N	1	<input type="checkbox"/>
带有工具的 GC 安装工具包 (无气体净化器)	19199M	1	<input type="checkbox"/>
通用实验室工具包	5180-4162	1	<input type="checkbox"/>
进样口清洁工具包	480-0003	1	<input type="checkbox"/>
气体控制备件			
CGA 580, 125 psig 最大压力 (8.6 bar), He, Ar, N ₂	5183-4644	1	<input type="checkbox"/>
OT3 捕集阱	OT3-2	1	<input type="checkbox"/>
S 型烃类捕集阱, 1/8 英寸接头	5060-9096	1	<input type="checkbox"/>
S 型水分捕集阱, 已预处理, 1/8 英寸接头	5060-9084	1	<input type="checkbox"/>
微板流路控制备件			
Ultimate Union 工具包, 脱活	G3182-61580	1	<input type="checkbox"/>
内螺母	G2855-20530	1	<input type="checkbox"/>
预成型螺帽	G2855-20555	1	<input type="checkbox"/>
柱存储接头	G2855-20590	2	<input type="checkbox"/>
熔融石英, 脱活, 0.15 mm x 1 m	160-2625-1	1	<input type="checkbox"/>
熔融石英, 脱活, 0.15 mm x 5 m	160-2625-5	1	<input type="checkbox"/>
熔融石英, 脱活, 0.15 mm x 10 m	160-2625-10	1	<input type="checkbox"/>
SiTite 金属密封垫圈, 0.20 - 0.25 mm 内径的毛细管柱	5188-5361	2	<input type="checkbox"/>
SiTite 金属密封垫圈, 0.32 mm 内径的毛细管柱	5188-5362	2	<input type="checkbox"/>
SiTite 金属密封垫圈, 0.53 mm 内径的毛细管柱	5188-5363	2	<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
5989-6724CHCN



Agilent Technologies