

安捷伦产品经理的倾心推荐： 优化气相色谱工作流程的顶级备件

配备 7693A 自动液体进样器的 8890 气相色谱 (GC) 系统

自动液体进样器

1. 锥形进样针, 10 μ L, FN 23-26s/42/HP
2. 用于 4 mL 样品瓶的扩散盖, 12/包

进样口

3. 不粘连衬管 O 形圈, 10/包
4. 不粘连 BTO 进样口隔垫, 11 mm, 50/包
5. 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 5/包
6. 密封垫圈, 0.4 mm VG, 用于 0.1-0.25 mm 色谱柱, 10/包
7. 密封垫圈, 0.5 mm 石墨, 用于 0.32 mm 色谱柱, 10/包
8. 色谱柱螺帽, 带锁定环, 手拧式, 用于进样口/检测器
9. 进样口镀金密封垫, 带垫圈



检测器

10. FID 喷嘴, 通用接头, 内径 0.011 英寸
11. 密封垫圈, 0.4 mm VG, 用于 0.1-0.25 mm 色谱柱, 10/包
12. 密封垫圈, 0.5 mm 石墨, 用于 0.32 mm 色谱柱, 10/包
13. 色谱柱螺帽, 带锁定环, 手拧式, 用于进样口/检测器

参考编号	部件号	描述	数量	优势	
我们在以下在线购物列表中列出了所有物品 — 查看我的列表 ¹					
1	5181-1267	锥形进样针, 10 µL, FN 23-26s/42/HP	1	高性价比标准进样针	
2	07673-40180	用于 4 mL 样品瓶的扩散盖, 12/包	1	用于自动进样器清洗瓶, 可防止溶剂蒸发	
3	5188-5365	不粘连衬管 O 形圈, 10/包	1	衬管 O 形圈, 适用于采购 100 包非接触式包装衬管的用户	
4	5183-4757	不粘连 BTO 进样口隔垫, 11 mm, 50/包	1	BTO 隔垫经过优化, 可减少更高温度范围的隔垫流失; 最大进样口温度可以达到 400 °C	
5	5190-3165	进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 5/包	1	通用衬管: 可为各种应用提供高性能	
6、11	5181-3323	密封垫圈, 0.4 mm VG, 用于 0.1-0.25 mm 色谱柱, 10/包	1	进样口/检测器连接所需, 尤其适用于 MSD。根据所需色谱柱, 可以提供其他尺寸密封垫圈	
7、12	5080-8853	密封垫圈, 0.5 mm 石墨, 用于 0.32 mm 色谱柱, 10/包	1	石墨密封垫圈可用于 FID、ECD 及其他非 MSD 检测器。它们固有的弹性和热膨胀特性有助于防止因过度拧紧而造成的色谱柱损坏, 同时在整个温度循环中保持无泄漏密封	
8、13	G3440-81011	色谱柱螺帽, 带锁定环, 手拧式, 用于进样口/检测器	2	改进流路连接, 在色谱柱安装过程中简便易用。推荐使用两个: 分别用于进样口和检测器 注: 仅能与石墨/Vespel 密封垫圈配套使用	
9	5188-5367	进样口镀金密封垫, 带垫圈	1	采用专利工艺制造, 可防止对性能造成负面影响的微小泄漏。SSI 和 MMI 进样口需要进样口密封	
10	5200-0176	FID 喷嘴, 通用接头, 内径 0.011 英寸	1	专为毛细管柱和填充柱的兼容性设计。此全新设计可防止螺纹磨损并提高安装简便性	

¹ 如果这是您首次使用安捷伦网上商城, 请输入您的电子邮件地址进行账户验证。如果您没有安捷伦账户, 请进行账号注册 (www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos)。 “我的列表” 功能仅在启用了电子商务功能的国家/地区有效。您也可以通过客户服务中心或经销商渠道订购物品。

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

<https://www.agilent.com/en/promotions/better-gc-connections>

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2020
2020 年 4 月 30 日, 中国出版
5994-1876ZHCN
DE.5617824074

 **Agilent**
Trusted Answers