

安捷伦产品经理的倾心推荐： 优化 Intuvo GCMS 工作流程的顶级备件

Intuvo 9000 气相色谱 (GC)/配备 7693A 自动液体进样器的 5977B 单四极杆气质联用系统

自动液体进样器

1. 锥形进样针，10 μ L，FN 23-26s/42/HP
2. ALS 进样针，蓝色系列，10 μ L，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖
3. 用于 4 mL 样品瓶的扩散盖，12/包

5977B 单四极杆 MSD

4. 灯丝，高温，EI 离子源
5. 高效离子源灯丝

前级泵消耗品和工具

6. AVF 45 Platinum
7. IDP3 密封条维护工具包

气体管理

8. 载气 GasClean 气体净化过滤器
9. 大容量通用捕集阱，氦气，1/8 英寸，250 psig

Intuvo 9000 气相色谱仪

10. 不粘连 BTO 进样口隔垫，11 mm，50/包
11. 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包
12. 带砂芯衬管的超高惰性不分流单细径锥
13. FID 喷嘴，通用接头，内径 0.011 英寸
14. 不粘连衬管 O 形圈，10/包
15. Intuvo 聚酰亚胺垫圈
16. Intuvo 镍垫圈
17. Intuvo 分流/不分流进样口芯片式保护柱
18. Intuvo 分流/不分流进样口跳线芯片
19. Intuvo 压缩螺栓
20. 螺丝刀，扭矩式，预设可调节



参考编号	部件号	描述	数量	优势	
通用气相色谱工作流程 ¹ 。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²					
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	G4513-80204	ALS 进样针, 蓝色系列, 10 µL, 固定式针头, 23–26s/42/锥形针尖	1	高性能标准进样针	
3	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	
4	G7005-60061	灯丝, 高温, EI 离子源	1	5977、5975、7000 MS 灯丝。适用于非 HES 离子源 (5977A 或 B — InertPlus, 惰性, Extractor, 不锈钢, 5975 或 5973)	
5	G7002-60001	高效离子源灯丝	1	仅适用于 5977B 高效离子源 HES 和 7010B 高效离子源 MS 系统	
6	5191-5851	AVF 45 Platinum	1 L	前级泵维护油 (仅适用于油泵)	
7	G7077-67018	IDP3 密封条维护工具包	1	包括执行维护所需的所有物品: 密封条、消音器滤芯、面罩、无绒布、手套和六角扳手	
8	CP17973	载气 GasClean 气体净化过滤器	1	GC/MS 需要洁净的载气才能实现理想操作 (有指示剂)	
9	RMSH-2	大容量通用捕集阱, 氮气, 1/8 英寸, 250 psig	1	大容量过滤器 (没有指示剂)	
10	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; 最大进样口温度可达到 400 °C	
11	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	
12	5190-5112-005	带砂芯衬管的超高惰性不分流单细径锥, 5/包	1	玻璃砂芯衬管可提供更一致的结果, 提高重现性	
13	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	
14	5188-5365	衬管 O 形圈, 不粘连氟碳, 10/包	1	推荐与 100 包非接触式包装衬管配套使用	
Intuvo 专用备件。我们在以下在线购物列表中列出了所有 Intuvo 备件 — 查看我的列表²					
15	5190-9072	Intuvo 聚酰亚胺垫圈, 5/包	1	需要垫圈才能在 Intuvo 流路中连接	
16	5190-9073	Intuvo 镍垫圈, 2/包	2	适用于高温应用 (例如 400 °C)	
17	G4587-60565	Intuvo 分流/不分流进样口芯片式保护柱, 2/包	1	芯片式保护柱适用于“脏”样品, 有助于保护专用 Intuvo 色谱柱。芯片式保护柱的作用类似于分流平板 + 保护柱的组合, 可保护分析柱免受“脏”样品污染	
18	G4587-60575	Intuvo 分流/不分流进样口跳线芯片	1	仅能用于洁净样品	
19	G4581-60260	Intuvo 压缩螺栓	4	建议储备备用件, 以防安装的配件掉落/丢失	
20	8710-2790	螺丝刀, 扭矩式, 预设可调节	1	专为 Intuvo 压缩螺栓特定用途设计	

¹ Intuvo 9000 和 8890/8860 GCs 具有相同的进样口和 FID 检测器设计。列出的用于 GC 或 GC/MS 分析的衬管、隔垫、FID 喷嘴和进样针也适用于 Intuvo 9000 气相色谱仪。

² 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。

<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。