

Agilent 8890 和 8860 气相色谱备件

适用于安捷伦仪器的安捷伦备件

安捷伦一直致力于优化实验室的分析效率，因此我们列出了 8890 和 8860 气相色谱系统最常订购的备件和部件。这张列表能帮助您快速找到所需备件并最大限度缩短停机时间。






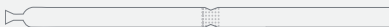

样品瓶	颜色	部件号
A-Line 钳口样品瓶，2 mL，带书写签	透明	5190-9591
	棕色	5190-9592
A-Line 螺口样品瓶，2 mL，带书写签	透明	5190-9589
	棕色	5190-9590
钳口盖，PTFE/白色硅橡胶隔垫	银色	5182-0552
螺口盖，PTFE/白色硅橡胶隔垫	蓝色	5190-7021

气体备件	部件号
Gas Clean 气体净化过滤器	
Gas Clean 气体净化 FID 过滤器套件（包括 4 个载气和检测器气体过滤器，1/8 英寸）	CP736530
用于 8890 和 8860 的 Gas Clean 气体净化套装（包括载气过滤器、带安装支架的 1/8 英寸连接单元，以及 Gas Clean 气体净化传感器）	CP179880
可更换过滤器	
Gas Clean 气体净化载气过滤器	CP17973
Gas Clean 气体净化氧气过滤器	CP17970
Gas Clean 气体净化水分过滤器	CP17971
Gas Clean 气体净化烃类过滤器	CP17972

带智能钥匙的气相色谱柱	内径 (mm)	长度 (m)	膜厚度 (μm)	部件号
超高惰性				
HP-5ms UI	0.25	15	0.25	19091S-431UI-KEY
HP-5ms UI	0.25	30	0.25	19091S-433UI-KEY
DB-5ms UI	0.25	30	0.25	122-5532UI-KEY
低流失 GC/MS				
HP-5ms	0.25	30	0.25	19091S-433-KEY
DB-5ms	0.25	30	0.25	122-5532-KEY
VF-5ms	0.25	30	0.25	CP8944-KEY
DB-5ms	0.25	60	0.25	122-5562-KEY
DB-35ms	0.25	30	0.25	122-3832-KEY
优级聚硅氧烷				
DB-1	0.25	30	0.25	122-1032-KEY
DB-5	0.25	30	0.25	122-5032-KEY
HP-5	0.25	30	0.25	19091J-433-KEY
HP-5	0.32	30	0.25	19091J-413-KEY
DB-5	0.32	30	0.25	123-5032-KEY
DB-1701	0.25	30	0.25	122-0732-KEY
DB-1701	0.32	30	0.25	123-0732-KEY
HP-88	0.25	100	0.2	112-88A7-KEY

带智能钥匙的气相色谱柱	内径 (mm)	长度 (m)	膜厚度 (μm)	部件号
高温				
DB-5HT	0.25	15	0.1	122-5711-KEY
聚乙二醇 (PEG)				
DB-WAX	0.25	30	0.25	122-7032-KEY
DB-WAX	0.32	30	0.5	123-7033-KEY
DB-WAX	0.32	30	0.25	123-7032-KEY
DB-WAX	0.53	30	1	125-7032-KEY
HP-INNOWax	0.25	30	0.25	19091N-133I-KEY
特殊应用 — 挥发性物质				
DB-624	0.25	30	1.4	122-1334-KEY
DB-624	0.25	60	1.4	122-1364-KEY
DB-624	0.32	30	1.8	123-1334-KEY
DB-624	0.32	60	1.8	123-1364-KEY
DB-624	0.53	30	3	125-1334-KEY
DB-624	0.53	60	3	125-1364-KEY
DB-624	0.53	75	3	125-1374-KEY
PLOT				
Lowox	0.53	10	10	CP8587-KEY

进样口备件	数量	部件号
进样口隔垫		
BTO 隔垫 低流失并经过温度优化。最高进样口温度 400 °C。200–300 次进样后更换。非常适合 MS	50/包	5183-4757
	100/包	5183-4757-100
高级绿色隔垫 广泛使用的通用隔垫。最高进样口温度 350 °C	50/包	5183-4759
	100/包	5183-4759-100
长寿命隔垫 可耐受多达 400 次进样。最高进样口温度 350 °C	50/包	5183-4761
	100/包	5183-4761-100
其他进样口备件		
不粘连氟碳 O 形圈 随每个衬管更换，确保无泄漏密封	10/包	5188-5365
	100/包	5190-2269
	1/包	5188-5367
分流平板 定期更换，以确保无泄漏密封并保持色谱性能	10/包	5190-2209
	1/包	5190-6144
	10/包	5190-6145
分流出口捕集阱预防性维护工具包 包括 1 个捕集阱芯和 2 个 O 形圈。至少每年更换一次，以防止排放物积聚，保护实验室		5188-6495

进样口衬管		数量	超高惰性去活衬管*	安捷伦普通去活衬管
直型分流衬管, 带玻璃毛	990 μ L, 4 mm 内径 	1/包	5190-2294	19251-60540
		5/包	5190-3164	5183-4691
		25/包	5190-3168	5183-4692
单锥分流/不分流衬管, 带玻璃毛	870 μ L, 4 mm 内径 	1/包	5190-2295	5183-4647 5183-4711
		5/包	5190-3165	5183-4701 5183-4712
		25/包	5190-3169	5183-4702 5183-4713
单锥不分流衬管, 带玻璃毛	900 μ L, 4 mm 内径 	1/包	5190-2293	5062-3587
		5/包	5190-3163	5183-4693
		25/包	5190-3167	5183-4694
单锥, 分流, 超高惰性滤芯	4 mm 	1/包	5190-5105	
		5/包	5190-5105-5	
单锥, 不分流, 超高惰性滤芯	4 mm 	1/包	5190-5112	
		5/包	5190-5112-5	

* 超高惰性衬管预先安装有 O 形圈

更多衬管和进样口备件信息, 请[单击此处](#)。

色谱柱连接备件

仔细正确地安装 GC 色谱柱是确保获得高质量色谱图的关键。需要回顾如何安装?

单击[此处](#)查看我们的色谱柱安装视频。使用安捷伦陶瓷色谱柱切割片 (部件号 5181-8836) 实现最佳色谱柱切割。

密封垫圈	密封垫圈内径	适用的色谱柱内径			部件号
		250 μ m	320 μ m	530 μ m	
石墨*	0.4	是	否	否	500-2114
	0.5	是	是	否	5080-8853
	1.0	否	否	是	5080-8773
Vespel/石墨	0.4	是	否	否	5181-3323
	0.5	否	是	否	5062-3514
	0.8	否	否	是	5062-3512
可塑金属**	0.4	是	否	否	G3188-27501
	0.5	否	是	否	G3188-27502
	0.8	否	否	是	G3188-27503

* 切勿将石墨密封垫圈与 MS 或氧敏感型检测器一起使用

** 在带有深孔柱螺帽 (部件号 05921-21170) 的气相色谱进气口和非质谱检测器中使用可塑金属密封垫圈

柱螺帽	密封垫圈兼容性			部件号
	石墨	Vespel/石墨	可塑金属	
标准柱螺帽	是	是	否	5181-8830
深孔柱螺帽	否	否	是	05921-21170
手拧式柱螺帽, 进样口/检测器	否	是	否	G3440-81011
手拧式柱螺帽, MSD	否	是	否	G3440-81013

检测器备件	详细说明	部件号	
	点火器 (火花塞) 组件, 带 O 形圈	19231-60680	
	收集极主体	G1531-20690	
	收集极主体, 镍基合金	G1531-21090	
	收集极绝缘体	G1531-20700	
	FID 喷嘴, 适配	0.47 mm 内径	5200-0177
	FID 喷嘴, 适配	0.29 mm 内径, 毛细管	5200-0176
	FID 喷嘴, 适配	0.76 mm 内径, 填充, 大孔	5200-0178
	NPD 喷嘴, 适配	毛细管, 带延长喷头	5200-0179

MSD 备件	详细说明	部件号
MSD 传输线接口螺帽	黄铜	05988-20066
	手拧式*	5190-5233
MSD 密封圈**	100 μ m 色谱柱内径	5062-3507
	250 μ m 色谱柱内径	5062-3508
	320 μ m 色谱柱内径	5062-3506
EI 灯丝		G7005-60061

手持式诊断工具	部件号
ADM 流量计	G6691A
ADM 流量计校准模块 (每年更换一次)	G6692A
电子检漏仪	G3388B

* 与短型 Vespel/石墨密封垫圈 (5181-3323 或 5062-3514) 配合使用

** 仅与黄铜螺帽(05988-20066) 配合使用。不适用于手拧式螺帽



安捷伦备件 — 助您获得所需结果

通过使用高品质的安捷伦色谱柱和备件优化整个系统，使您对自己的色谱结果信心十足。安捷伦各种不同的色谱柱、备件、工具包和附件均在经过 ISO 9001 认证的质量系统下设计、生产和测试，符合安捷伦严格的技术指标。为何要冒着损害分析结果的风险使用非安捷伦原厂备件？

选择色谱柱时，Agilent J&W 气相色谱柱提供了最低的流失水平、适用于酸/碱/混合官能团化合物分离的最好惰性，以及最好的柱间重复性。

如需查看安捷伦色谱柱和备件的完整清单，请访问

www.agilent.com/chem/supplies

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

www.agilent.com/chem/inert

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。