

维护工具包助您轻松保持液相色谱 工作流程的效率

预防性维护有助于解决基线噪音高、色谱柱寿命缩短和保留时间不稳定等问题。事实上，妥善维护液相色谱系统可以节省 31% 的维修成本，并且每年的停机时间可减少 2.4* 天。

借助安捷伦预防性维护工具包，液相色谱泵、自动进样器和检测器可保持理想运行状态。这些工具包中包含大大延长液相色谱正常运行时间所需的密封垫、滤芯、定子、接头、连接头和其他组件。

每个模块都开发了相应的预防性维护工具包，因此选择的泵工具包、自动进样器工具包以及检测器灯将适用于大多数标准系统。我们建议在未使用仪器进行分析时，安排泵和自动进样器维护。对于检测器维护，更换灯就足够了。

*由第三方精算公司在 5 年内根据安捷伦与非安捷伦仪器上 38000 多例服务请求研究得出。
在 www.agilent.com/chem/pm-whitepaper 上阅读完整白皮书。



需要支持?

有关执行所需步骤的帮助，请查阅系统的用户文档。

访问安捷伦培训中心获取指导：

www.agilent.com/crosslab/university

访问我们的资源页面：

www.agilent.com/chem/agilentresources

时间紧迫?

多项 Agilent CrossLab 服务计划已包括预防性维护。了解更多信息：

www.Agilent.com/en/support

轻松订购信息

第 1 步

确定您的仪器使用的泵和自动进样器。模块编号标注在每个模块正面的右下角。

第 2 步

使用这些表格确定您的泵和自动进样器模块适用的工具包。

第 3 步

您可以在 Agilent.com 上下单或通过当地的安捷伦客户服务中心下单。

泵的预防性维护工具包

系统	模块	G1310-68741	G1310-68742	G1312-68741	G5611-68741	G7104-68741	G7120-68741	G7161-68730	G7161-68740	G4204-68741	G4204-68742	G4220-68741	G4220-68742	G1310-68730	G1310-68731	G1312-68730	G7120-68708
		PM 工具包	用于密封垫清洗的附件	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	用于密封垫清洗的附件	PM 工具包	用于密封垫清洗的附件	PM 工具包	用于密封垫清洗的附件	PM 工具包	通用工具包
1260 Infinity II	G7110B	•	•														•
	G7111A	•	•														•
	G7111B	•	•														•
	G7112B		•	•													•
	G7104C					•											•
	G5654A				•												•
1290 Infinity II	G7104A					•											•
	G7120A						•										•
	G7161A							•									•
	G7161B							•***	•								•
1290 Infinity	G4204A					•**				•	•						•
	G4220A						•**					•	•				•
	G4220B						•**					•	•				•
1260 Infinity	G1310B	•	•														•
	G1311B	•	•														•
	G1311C	•	•														•
	G1312B		•	•													•
	G1312C		•	•													•
	G5611A				•												•
1100/1200	G1310A													•	•		•
	G1311A													•	•		•
	G1312A															•	•

*对于 G1312B 和 G1312C，需要两个 G1310-68742 附件

**将此工具包用于带有升级版“易维护泵头”（标记为 EM）的泵

***安装了 50 mL/min 泵头时使用此工具包

自动进样器的预防性维护工具包

系统	模块	G7129-68730	G7167-68710	G7167-68720	G4226-68735	G7157-68730	G7129-68740	G5668-68730	G7167-68730	G1313-68719	G1367-68741	G5667-68735	G1313-68730	5065-4498*	G1367-68730	G1367-68734		
		PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	
1260 Infinity II	G7157A					•												
	G7129A						•											
	G7129C						•											
	G5668A							•										
	G7167A								•									
1260 Infinity	G1329B										•							
	G1367E										•							
	G5667A											•						
1290 Infinity II	G7129B	•																
	G7167B (标准)		•															
	G7167B (双进样针)			•														
1290 Infinity	G4226A				•													
1100/1200	G1313A												•	•				
	G1329A												•	•				
	G1367A															•		
	G1367B															•		
	G1367C																•	
	G1367D																	•

*扩展预防性维护工具包

1120/1220 液相色谱系统的预防性维护工具包

系统	G4280-68710	G4280-68730	G4280-68750	G4280-68770
	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包	PM 工具包
带手动进样器的 1120 液相色谱系统	•			
带自动进样器的 1120 液相色谱系统		•		
带手动进样器的 1220 液相色谱系统			•	
带自动进样器的 1220 液相色谱系统				•

www.agilent.com/chem/store

DE44266.5072337963

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，2021
2021 年 4 月 14 日，中国出版
5994-3157ZHCN

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

