

实现更紧固的气相色谱连接和更出色的分析结果的八大技巧

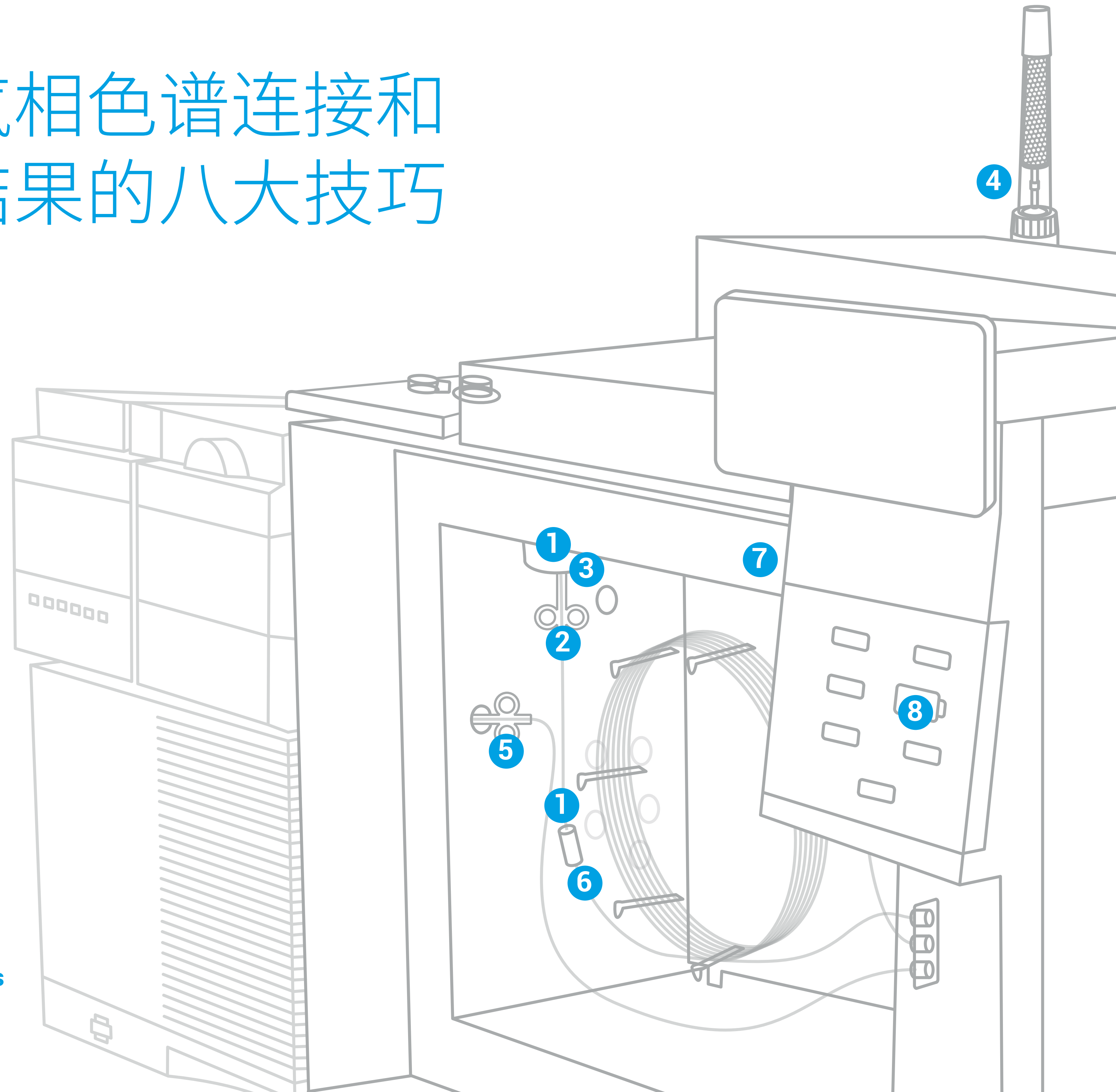
检查气相色谱柱连接是良好预防性维护的关键所在，亦是不容忽视的实验室惯例。因为连接不当或存在泄漏可能导致：

- 基线噪音高
- 损失昂贵的优质气体
- 色谱柱和检测器寿命缩短
- 系统灵敏度下降
- 系统效率降低

本海报为您重点介绍关键的气相色谱连接“热点”，帮助您在结果受到不良影响之前解决各种问题。

了解关于创建和维持无泄漏气相色谱连接的更多信息。

www.agilent.com/chem/betterGCconnections

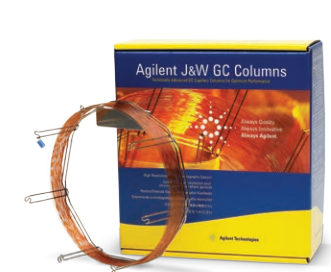


请谨记，其他因素也会影响您的数据质量和一致性



安捷伦样品前处理产品

消除实验室差异，确保一致的流量、洁净度和回收率。



Agilent J&W 气相色谱柱

依赖于尖锐的峰形、出色惰性和超高的柱间重现性。



安捷伦 GC 和 GC/MS 系统与 OpenLab CDS 及 MassHunter 软件结合使用

执行一致的色谱分析，满足新方法和苛刻的样品载量要求。



安捷伦压合接头和保护柱

使用去活管线和接头延长色谱柱使用寿命。



Agilent CrossLab CS 电子检漏仪和 ADM 流量计

Agilent CrossLab 模块系统 (CS) 设计在市场上尤为独特。它将两项最关键的气相色谱流路监测任务结合到一个手持式系统中。



1 使用适合您应用的备件

为确保与氧敏感型检测器（例如推荐采用石墨/聚酰亚胺密封垫圈的 MSD 或 ECD）的无泄漏色谱柱连接，请使用**安捷伦手拧式翼形色谱柱螺帽**。如果您的应用对惰性要求较高，请选择 **Agilent UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈**用于流路连接。采用 CFT？选择我们的全新**镀金可塑金属密封垫圈**，不仅安装连接方便，还可实现无泄漏密封。

请您时刻谨记，合适的进样口衬管也可以帮助您大幅提高流路惰性。全新**安捷伦超高惰性玻璃砂芯衬管**采用过滤器砂芯而非玻璃毛。



2 请勿将接头拧得过紧

安捷伦手拧式翼形色谱柱螺帽提供无泄漏连接，无需扳手。用独特的锁定环固定色谱柱，可确保准确的安装深度和密封垫圈定位。

安捷伦手拧式翼形色谱柱螺帽采用创新的弹簧推压推杆设计，连续挤压密封垫圈，即使在数百次进样后，无需重新拧紧也能保持无泄漏密封。



3 将色谱柱安装在正确高度处

易于使用的**色谱柱深度指示**可帮助您维护色谱柱并确保正确安装，适用于各种应用。



4 请您时刻谨记，洁净度非常重要

Agilent Gas Clean 气体净化过滤器系统可除去氧气、水分或可能影响分析的其他污染物。此外，**Agilent Gas Clean 气体净化传感器**可自动提醒您气体过滤器何时饱和并需要更换。

使用用于载气管线和气相色谱系统管路的 **Agilent UltiMetal Plus 不锈钢管线和接头**可获得理想洁净度。

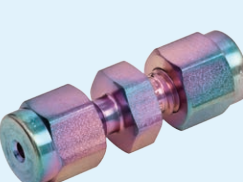
安装色谱柱时，请佩戴手套或尽量减少对备件的触摸，以减少流路部件上的油污或污染物。



5 减少和避免质谱接口的泄漏

安捷伦质谱接口翼形和手拧式翼形色谱柱螺帽带有石墨/聚酰亚胺密封垫圈，可确保您的管路连接在一次循环过程中保持稳定。

在流路的所有连接处使用检漏仪可确保整个系统中不发生泄漏。



6 选择用于更复杂分析的合适备件

例如，带 **UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈**的 **Agilent Ultimate 两通**是保护柱/保留间隙柱无忧连接的一个理想选择。



7 选择一款耐用的检测器喷嘴

新型安捷伦检测器喷嘴适用于所有气相色谱平台，并可简化色谱柱安装和喷嘴更换，从而尽可能减少色谱柱损坏。

它们的构造坚固，可降低变形、磨损和弯曲风险。此外，它们无需使用螺纹润滑剂，可减少污染。



8 了解气相色谱毛细管柱的状态

Agilent J&W 色谱柱智能钥匙可提供色谱柱使用情况、配置、老化、温度和进样次数的相关信息。默认参数方便配置。

DE44153 3744907407

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，2022
2022 年 8 月 1 日，中国出版
5991-39072HCN

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

