

Agilent 7890 系列 气相色谱仪

维护 GC

声明

Agilent Technologies, Inc. 2014

根据美国和国际版权法，未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可，不得以任何形式、任何方式（包括存储为电子版、修改或翻译成外文）复制本手册的任何部分。

手册部件号

G3430-97052

版本

第三版，2014 年 9 月
第二版，2013 年 12 月
第一版，2013 年 1 月

USA 印刷

Agilent Technologies, Inc.
2850 Centerville Road
Wilmington, DE 19808-1610 USA

安捷伦科技（上海）有限公司
上海市浦东新区外高桥保税区
英伦路 412 号
联系电话：800 820 3278

担保说明

本手册内容按“原样”提供，在将来的版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Agilent 对本手册以及此处包含的任何信息不作任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性和针对某一特殊用途的适用性的暗示担保。对于因提供、使用或执行本手册或此处包含的任何信息而产生的错误，或造成的偶然或必然的损失，Agilent 不承担任何责任。如果安捷伦与用户签订了单独的书面协议，其中涉及本手册内容的担保条款与这些条款冲突，则以协议中的担保条款为准。

安全声明

小心

小心提示表示危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会损坏产品或丢失重要数据。不要忽视小心提示，直到完全理解和符合所指出的条件。

警告

“警告”声明表示存在危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会导致人身伤害或死亡。除非已完全理解并符合所指出的条件，否则请不要忽视“警告”声明而继续进行操作。

目录

1 有关维护 GC 的说明

- 维护概述 10
- 维护所需的工具和材料 11
- 7890 系列 GC 的维护方法 13
- 安全信息 15
- 查找备用部件号 16

2 拆下盖板

- 拆下检测器顶盖 18
- 拆下气路控制组件盖板 19
- 拆下电子设备盖板 20

3 维护 GC

- 一般 GC 维护的消耗品和零件 22
- 部件标识 24
- 更换氢气传感器校正气体钢瓶 25
- 使用可拆卸的柱箱门 27

4 维护毛细管色谱柱

- 用于色谱柱的消耗品和零件 30
- 安装毛细管色谱柱吊架 32
- 安装毛细管色谱柱固定夹 33
- 老化毛细管色谱柱 34
- 切割色谱柱 37
- 颠倒色谱柱并烘烤去除污染物 38
- 使用 SiTite 金属接头连接毛细管色谱柱 40
- 将熔融石英管线从 SiTite 接头断开 42

5 维护分流 / 不分流进样口

- 用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件 44
- 分流 / 不分流进样口零件分解图 47
- 安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱 48
- 更换分流 / 不分流进样口上的隔垫 52

清洗分流 / 不分流进样口插件组件中的隔垫基座	54
更换分流 / 不分流进样口的衬管和“0”形圈	56
更换分流 / 不分流进样口的镀金分流平板	59
更换分流 / 不分流进样口的分流口排气管过滤器	61
清洗分流 / 不分流进样口	64
烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物	66

6 维护吹扫填充进样口

用于吹扫填充进样口的消耗品和零件	68
吹扫填充进样口零件分解图	71
安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱	72
更换吹扫填充进样口上的隔垫	77
清洗吹扫填充进样口上的隔垫基座	79
在吹扫填充进样口上安装转换接头	81
更换吹扫填充进样口上的“0”形圈	83
更换吹扫填充进样口上的玻璃衬管	84
在吹扫填充进样口上安装保温罩	86
清洗吹扫填充进样口	87
烘烤吹扫填充进样口中的污染物	89
安装金属填充柱	90
在检测器接头上安装填充柱转换接头	92
安装玻璃填充柱	94
老化填充色谱柱	97
在金属填充柱上安装密封垫圈	99

7 维护 COC 进样口

用于 COC 进样口的消耗品和零件	102
COC 进样口的零件分解图	106
安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱	107
检查 COC 进样口上的进样针针头和色谱柱的尺寸	110
更换 COC 进样口上的隔垫	112
在 COC 进样口上安装插件	114
清洁 COC 进样口	116
更换 7693A 进样器针头支撑导向器	118

更换 7683B 进样器中的针头支持组件	119
更换进样针中的针头	122
更换进样针（用于 COC 进样口）中的熔融石英针头	123
烘烤去除来自 COC 进样口的污染物	125

8 维护 MMI 进样口

用于 MMI 的消耗品和零件	128
MMI 零件分解图	131
安装色谱柱螺母转换接头	132
安装具有 MMI 的毛细管色谱柱	133
更换 MMI 上的隔垫	137
清洗 MMI 的插件组件中的隔垫基座	139
更换 MMI 的衬管和“O”形圈	141
更换 MMI 的分流口排气管过滤器	144
清洁多模式进样口	147
烘烤去除来自 MMI 的污染物	149

9 维护 PTV 进样口

用于 PTV 进样口的消耗品和零件	152
PTV 进样口零件分解图	154
安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱	155
清洗 PTV 进样口的无隔垫头	158
更换 PTV 进样口上的无隔垫头 PTFE 密封垫圈	161
更换 PTV 进样口上的隔垫	163
清洗 PTV 进样口隔垫头组件中的隔垫基座	165
更换 PTV 进样口上的衬管	167
更换 PTV 进样口转接头	170
更换 PTV 进样口的分流口排气管过滤器	172
烘烤去除来自 PTV 进样口的污染物	175

10 维护 VI

用于 VI 的消耗品和零件	178
VI 零件分解图	180
安装具有 VI 的毛细管色谱柱	181
拆下 VI 接口	185

清洗 VI 187
安装 VI 接口 189
更换 VI 的分流口排气管过滤器 190
烘烤去除来自 VI 进样口的污染物 193

11 维护 FID

用于 FID 的消耗品和零件 196
FID 零件分解图 199
选择 FID 喷嘴 201
将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 FID 203
将毛细管色谱柱安装到 FID 中 205
更换 FID 收集极组件 209
更换 FID 喷嘴 212
维护 FID 收集极组件 216
检查 FID 泄漏电流 224
检查 FID 基线 225
安装 FID 保温罩组件（仅用于可转接 FID） 226
安装可选的 FID PTFE 排气管插件 228
烘烤 FID 229

12 维护 TCD

用于 TCD 的消耗品和零件 232
将毛细管色谱柱安装到 TCD 中 234
安装可选的 TCD 毛细管色谱柱转换接头 236
安装具有可选 TCD 毛细管色谱柱转换接头的毛细管色谱柱 237
烘烤去除来自 TCD 的污染物 240

13 维护 uECD

有关 uECD 的重要安全信息 242
用于 uECD 的消耗品和零件 244
uECD 零件分解图 246
更换 uECD 熔融石英混合衬管和安装尾吹气转换接头 247
将毛细管色谱柱安装到 uECD 中 251
安装 uECD 的绝缘罩 254
烘烤 uECD 256

14 维护 NPD

- 用于 NPD 的消耗品和零件 260
- NPD 零件分解图 263
- 选择 NPD 喷嘴 264
- 将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 NPD 266
- 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中 268
- 更换 NPD 钼珠组件 272
- 维护 NPD 收集极、陶瓷绝缘体和喷嘴 279
- 检查 NPD 泄漏电流 285
- 烘烤 NPD 286

15 维护 FPD⁺

- 用于 FPD⁺ 的消耗品和零件 290
- FPD⁺ 零件分解图 292
- 将填充柱转换接头安装到 FPD⁺ 中 293
- 将毛细管色谱柱连接到 FPD⁺ 295
- 更换 FPD⁺ 波长过滤器 297
- 拆下 FPD⁺ 盖板 300
- 更换 FPD⁺ 点火器 302
- 安装 FPD⁺ 盖板 304
- 清洁 FPD⁺ 铜焊接件 305

16 维护 G3435A/G3436A FPD

- 用于 FPD 的消耗品和零件 308
- FPD 零件分解图 310
- 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中 311
- 将毛细管色谱柱连接到 FPD 313
- 更换 FPD 波长过滤器 315
- 取下 FPD 放空管 318
- 更换 FPD 点火器 320
- 安装 FPD 放空管和外壳 322

17 维护辅助 EPC

- 用于辅助 EPC 的消耗品和零件 324
- 安装或更换辅助 EPC 中的滤芯 326

18 维护 PCM

- 用于 PCM 的消耗品和零件 330
- 校正 PCM 接口 331
- 安装或更换 PCM 中的滤芯 332

19 维护阀

- 用于阀的消耗品和零件 336
- GC 旋转阀部件分解图 337
- 更换气体进样阀定量管 338
- 对齐旋转阀转子 340
- 更换阀箱中的旋转阀 341
- 拆卸上部阀箱 344
- 安装上部阀箱 346

20 Swagelok 连接

- 进行 Swagelok 连接 350
- 使用 Swagelok Tee 354



1 有关维护 GC 的说明

维护概述	10
维护所需的工具和材料	11
7890 系列 GC 的维护方法	13
安全信息	15
查找备用部件号	16

本节提供包含在此文档中的维护过程的概述。本节还列出了日常维护所需的工具，以及执行维护任务之前应该注意的一些安全信息。

维护概述

本手册详细介绍了维护 7890 系列气相色谱仪 (GC) 所需的日常任务。维护中需要具备使用工具和操作 GC 的基本知识。例如，读者应该知道下列操作：

- 安全地开关仪器
- 调用方法
- 更改组件的温度、流量和压力
- 使用 Swagelok 和其他标准接头进行专门的气路控制组件连接
- 重置 GC 服务计数器

维护内容

本手册描述了如何维护下列 GC 部件：

- 毛细管色谱柱
- 分流 / 不分流进样口
- 吹扫填充柱进样口
- COC 进样口
- 多模式进样口
- PTV 进样口
- 挥发性物质进样口 (VI)
- FID
- TCD
- uECD
- NPD
- FPD⁺
- FPD
- 辅助 EPC
- PCM
- 阀

每章包含下列内容：

- 有关常用的消耗品和零部件列表
- 组件的零件分解图
- 组件日常维护的详细步骤

维护所需的工具和材料

表 1 列出了用于大部分 GC 维护过程的工具。执行维护过程需要的特殊工具会在过程的步骤 1 中列出。

表 1 用于 GC 维护的工具和材料

常用工具
隔垫螺母拐角扳手 (19251-00100)
1/4-英寸和 5/16-英寸开口扳手 (8710-0510)*
9/16-英寸和 7/16-英寸开口扳手 (8710-0803)
用于毛细管柱进样口的扳手 (G3452-20512)*
平头螺丝刀
陶瓷片色谱柱切割器 (5181-8836, 4/pk)*
1/4-英寸螺丝刀 (8710-1561)*
T-20 螺丝刀 (8710-1807) 或梅花起子
T-10 螺丝刀 (8710-2140) 或梅花起子
3 毫米内六角扳手 (8710-2411)
可以测量流量（已校准）为 1 mL/min、10 mL/min 和 100 mL/min 的电子流量计或皂膜流量计。
电子检漏仪
放大 20 倍的放大镜 (430-1020)
公制直尺
台钳（用于设置 Swagelok（接头套管）接头）
刀片或其他锋利的刀
镊子 (8710-0007) 或细针嘴钳 (8710-0004)
针嘴钳
ESD 手环（用于安装新的组件）
耐热手套（用于处理热零件）
棉签（用于取下 FID 过滤器）
清洗过程中所需的工具和材料
清洗刷 — FID 清洁工具包 (9301-0985) 中有用于清洗检测器和进样口的刷子。
清洗刷 — (8710-1346) 用于清洗分流 / 无分流进样口的分流出口、FID 和收集极。

表 1 用于 GC 维护的工具和材料（续）

喷嘴清洗线（0.010 英寸）

干净的无毛帆布（用于保护对污染比较敏感的检测器零件）

含有水性清洁剂的小超声波清洁水浴（用于清洗检测器和进样口零件）

干净的无棉绒手套（大：8650-0030，小：8650-0029）（用于处理对污染比较敏感的零件）

0 或 00 级的钢棉（用于清洁进样口的隔垫底座表面）

* 包括在 GC 运输工具箱中

7890 系列 GC 的维护方法

在执行大多数维护过程之前，必须对 GC 做必要的准备工作。Agilent 建议您创建以下维护方法并将这些方法存储在 GC 中。以下方法将：

- 防止对仪器造成损坏（电子设备、色谱柱，等等）
- 避免对用户造成伤害（烧伤事故、出现电击，等等）
- 允许您在将其余的 GC 组件保留在操作温度的同时对特定区域执行维护

注意

处于操作温度下的进样口和检测器可能需要 12 小时或更长时间才能达到维护方法设定值之下。

有关编程、保存和调用方法的信息，请参考《7890 系列高级用户指南》或数据系统帮助。

常规的 GC 维护方法

为色谱柱维护、检测器维护和常规的 GC 维护任务创建此方法。

- 将柱箱温度设置为 **35 °C**。这可以借助于柱箱风扇来达到冷却的目的。
- 将所有进样口温度设置为 **35°C** 并将进样口气体压力设置为 **0.0**。
 - 如果执行色谱柱维护，请记住等待柱箱和色谱柱冷却下来之后关闭位于源位置的色谱柱载气流。还应记住取下色谱柱两端的盖子，使气体出来。
 - 如果您没有执行色谱柱维护，请使惰性载气流（氦气或氮气）始终流动以保护色谱柱。
- 将所有的检测器温度均设置为 **35 °C**。
 - 如果正在执行 FPD 维护，请关闭 GC 并拔下电源线。
 - 某些检测器（FID、NPD）使用高电压。对于这些检测器，请将静电计设为 **Off**（关闭）以禁用高电压。

- 在 TCD 中的灯丝处于炙热状态时，如果将其暴露在空气中，则会损坏灯丝。要保护灯丝，请将其**关闭**。
- 将所有的检测器流量都设置为 **Off**（关闭）。

当区域达到小于 $< 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后，您即可执行常规 GC 维护。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

进样口维护方法

此方法在使检测器保留在操作温度时准备进样口维护。

- 将柱箱温度设置为 **35 °C**。这可以借助于柱箱风扇来达到冷却的目的。
- 将所有进样口温度设置为 **Off**（关闭）并将进样口气体压力设置为 **0.0**。
 - 如果执行色谱柱维护，请记住等待柱箱和色谱柱冷却下来之后关闭位于源位置的色谱柱载气流。还应记住取下色谱柱两端的盖子，使气体出来。
 - 如果您没有执行色谱柱维护，请使惰性载气流（氦气或氮气）始终流动以保护色谱柱。
- 维护已安装检测器的所有温度设定值（如果需要）。
 - 在 TCD 中的灯丝处于炙热状态时，如果将其暴露在空气中，则会损坏灯丝。要保护灯丝，请将其**关闭**。

当区域达到小于 $< 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后，您即可执行常规 GC 维护。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

安全信息

执行维护任务之前，请阅读《7890 系列安全与规范信息》手册中的重要安全与规范信息。

查找备用部件号

目前，Agilent 提供了一个 Parts Finder（部件查找程序）工具，可帮助您到备用件和消耗品部件号。如果使用的是 Agilent 数据系统，则将安装 Parts Finder。如果您要在另一台计算机上安装 Parts Finder 工具，可以在 Agilent GC 和 GC/MS 用户手册和工具 DVD 中找到此工具。

要使用 Parts Finder 查找消耗品或备用件，请在 GC 中根据部件所在的位置，以图形方式导航查找该部件。

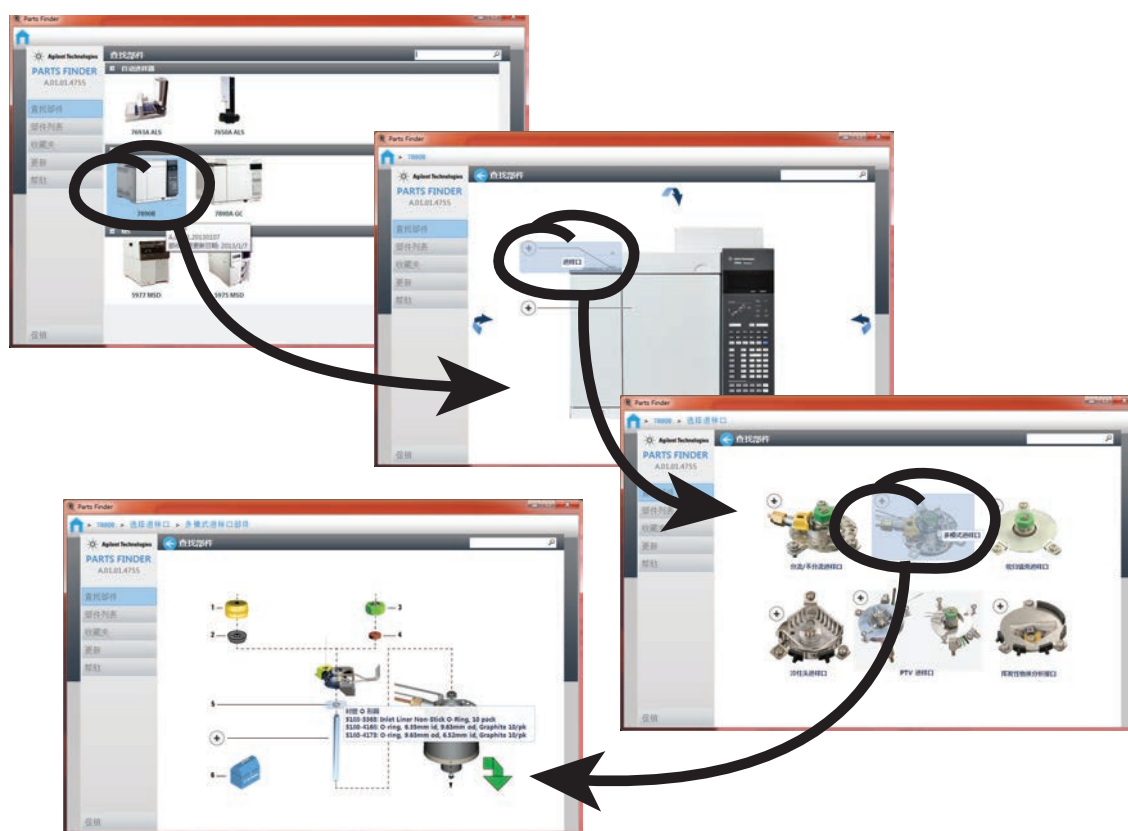


图 1 可通过单击 GC 组件的图像快速导航找到备用件
本手册中也列出了相应的部件号。



2 拆下盖板

- 拆下检测器顶盖 18
- 拆下气路控制组件盖板 19
- 拆下电子设备盖板 20

本节介绍如何根据需要拆下盖板以进行日常维护。

只能拆下本章中列出的盖板。拆下其他 GC 盖板可能会使 GC 的安全功能下降，导致人身伤害或仪器损坏。



拆下检测器顶盖

此顶盖用于保护检测器、阀箱和阀组件。拆下检测器顶盖：

- 1 将其抬到垂直位置
- 2 提起右侧，松开左下侧的锁销。

小心

不论是在安装时还是关闭时，请勿对顶盖施加强力。这会损坏塑料部件。

要重新装上顶盖，请确保衬套（右下角）中的插槽处于垂直位置，并且衬套完全安放到位。安装是拆卸的反过程。

拆下气路控制组件盖板

气路控制组件盖板可保护 GC 后顶部的气流歧管。

- 1 断开连接到分流口和隔垫吹扫出口的所有放空管的连接。
- 2 GC 每侧都有两个大的按钮，可将盖板固定到检测器框架。按下这两个按钮可将盖板提起，使其脱离框架。

拆下电子设备盖板

您可能需要抬起电子设备盖板才能执行 NPD 维护。所需的步骤取决于是否安装了 FPD。

小心

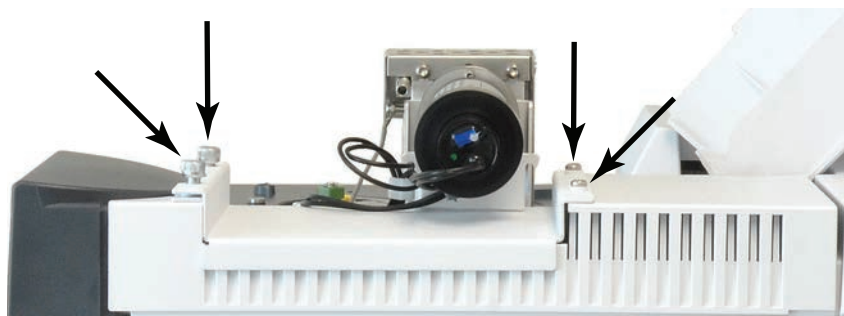
抬起电子设备盖板会露出 GC 电子设备。

没有安装 FPD:

- 1 抬起或拆下检测器顶盖。
- 2 松开电子设备盖板左侧的螺丝。
- 3 将盖板抬到垂直位置。

安装了 FPD:

- 1 抬起或拆下检测器顶盖。
- 2 松开电子设备盖板左侧的螺丝。
- 3 松开 PMT 下面的样品盘中的两个指旋螺丝，然后卸下样品盘背面的两个螺丝。



- 4 从电子设备盖板卸下样品盘。
- 5 将此盖板抬升到垂直位置。



3 维护 GC

一般 GC 维护的消耗品和零件	22
部件标识	24
更换氢气传感器校正气体钢瓶	25
使用可拆卸的柱箱门	27



一般 GC 维护的消耗品和零件

表 2 列出了用于氢气传感器模块附件和进行一般 GC 维护所需的消耗部件。

表 2 G3447A 氢气传感器模块附件部件

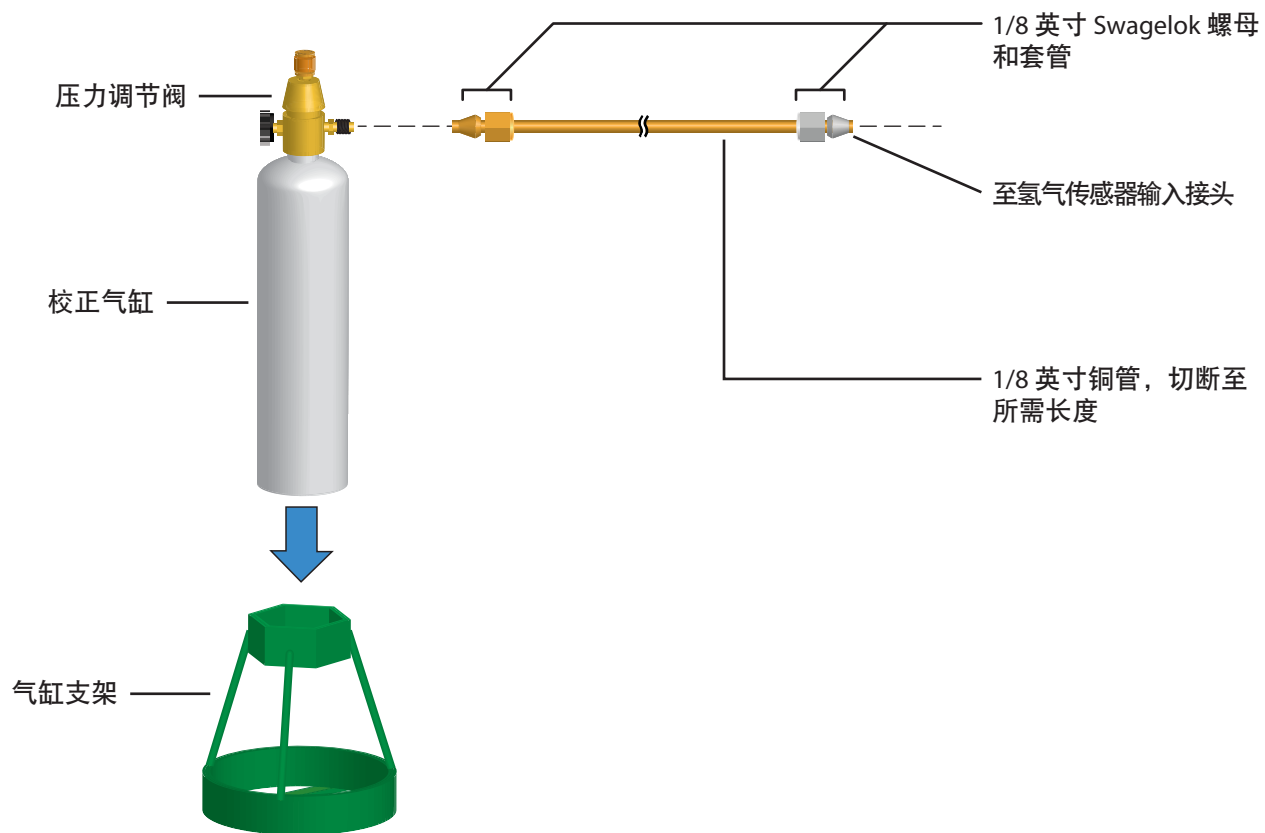
说明	部件号
氢气传感器部件	
校正气体钢瓶，在 17 L 压缩空气中含 2% 氢气	5190-6890
带锁紧螺丝的气缸架	1400-3583
带压力表的压力调节阀	G3440-80153
接头和硬件	
接头工具包，1/8 英寸，黄铜，20 个 / 包	5080-8750
插头，1/8 英寸，黄铜，6 个 / 包	5180-4124
Tee 接头，1/8 英寸，黄铜，2 个 / 包	5180-4160
连接头，1/8 英寸，黄铜，2 个 / 包	5180-4127
十字连接头，1/8 英寸，黄铜	0100-0161
包含气体净化器的 GC 供气管安装工具包	19199N
用于 GC 的安装工具包，不带气体净化器	19199M
PTFE 胶带	0460-1266
铜管，1/8 英寸，12 英尺	5021-7107
铜管，1/8 英寸外径，50 英尺	5180-4196
气体调节阀	
调节阀，2 级，黄铜阀体，不锈钢隔膜，最大 125 psi，CGA350，氢气、氩气 / 甲烷，带 1/8 英寸接头。要使用 1/4 英寸管线，可购买 1/4 英寸转换接头。	5183-4642
调节阀，2 级，黄铜阀体，不锈钢隔膜，最大 125 psi，CGA346，空气，带 1/8 英寸接头。要使用 1/4 英寸管线，可购买 1/4 英寸转换接头。	5183-4641
调节阀，2 级，黄铜阀体，不锈钢隔膜，最大 125psi，CGA590，工业空气，带 1/8 英寸接头。要使用 1/4 英寸管线，可购买 1/4 英寸转换接头。	5183-4645
调节阀，2 级，黄铜阀体，不锈钢隔膜，最大 125 psi，CGA580，氦气、氩气、氮气，带 1/8 英寸接头。要使用 1/4 英寸管线，可购买 1/4 英寸转换接头。	5183-4644
调节阀，2 级，黄铜阀体，不锈钢隔膜，最大 125 psi，CGA540，氧气，1/8 英寸接头。要使用 1/4 英寸管线，可购买 1/4 英寸转换接头。	5183-4643
气体净化过滤器	
气体净化器连接单元，位置 1，1/4 英寸	CP7980
气体净化器连接单元，位置 1，1/8 英寸	CP7988
气体净化器连接单元，位置 2，1/4 英寸	CP738406
气体净化器连接单元，位置 2，1/8 英寸	CP738407

表 2 G3447A 氢气传感器模块附件部件 (续)

说明	部件号
连接单元, 气体净化, 4 个过滤器, 1/4 英寸, 1 个 / 包	CP7989
气体净化器连接单元, 位置 4, 1/8 英寸接头	CP736520
气体净化高流速连接单元, 位置 2, 带 1/4 英寸接头, 用于高流速应用, 如 ICP-MS 或 ICP-OES	CP17984
高流速连接单元 1/8 英寸	CP17985
气体净化过滤器 GC-MS, 1 个 / 包	CP17973
气体净化过滤器, 氧气, 1 个 / 包	CP17970
气体净化过滤器, 湿气, 1 个 / 包	CP17971
气体净化过滤器, 炭, 1 个 / 包	CP17972
气体净化过滤器工具包, 用于 TCD	CP738408
气体净化过滤器起动工具包, 用于 FID	CP7995
气体净化过滤器起动工具包, 用于 FID	CP736530
气体净化过滤器工具包, 用于 GC/MS	CP17976
气体净化过滤器工具包, 用于 GC/MS	CP17977
气体净化过滤器安装工具包 GC-MS, 1 个 / 包	CP17978
冲洗头, 气体净化连接单元, 用于在安装连接单元后吹扫气体管线	CP7987
气体净化壁式安装架, 仅限 位置 1 连接单元	CP7981

有关其他一般信息和过滤器, 请参考 Agilent 网站和 Parts Finder 软件。有关选择合适的气体管线过滤器的其他信息, 请参见《GC、GC/MS 和 ALS 现场准备工作指南》并访问 Agilent 网站。

部件标识



更换氢气传感器校正气体钢瓶

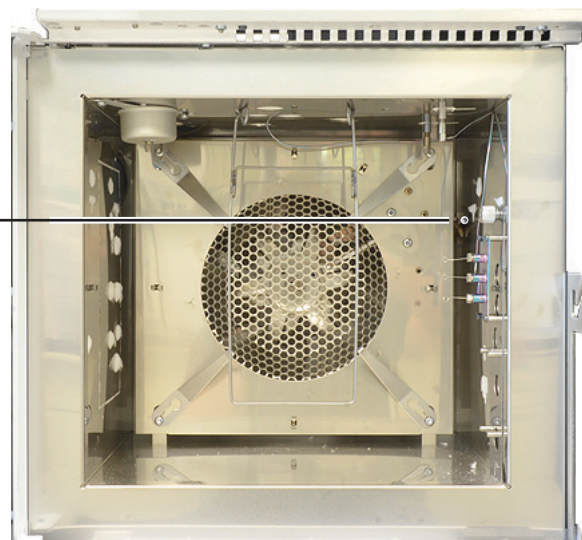
如果在校正期间无法调节校正气体钢瓶以提供正确的流速，或气体钢瓶过期，则更换校正气体钢瓶。

警告

只能将 Agilent 校正气连接到氢气传感器接头。校正气是空气含 2% 氢气的气体，不具备爆炸性。如果气体包含较高浓度的氢气，则会在柱箱中形成危险条件，或损坏氢气传感器。

- 1 确保旧钢瓶是空的。
- 2 将压力调节阀完全关闭，将输出压力设置得尽量低（完全逆时针旋转）。
- 3 从旧钢瓶卸下压力调节阀，将其安装到新钢瓶上。
- 4 将新钢瓶装到支架上。
- 5 打开新钢瓶中的压力。
- 6 打开 GC 柱箱门，将流量计管连接到柱箱中的传感器管。

将流量计连接到柱箱加热器护罩旁边的氢气传感器管道



- 7 按 **[Options]** (选项)，然后转至 **Calibration > Hydrogen Sensor** (校正氢气传感器) 并按 **[Enter]**。
- 8 滚动至 **Start Calibration Cycle?** (开始校正循环?) 并按 **[On/Yes]** (开 / 是)。校正循环将开始。氢气传感器模块将等待稳定，然后在传感器中开始输送校正气。

- 9 继续测量管线中的流速时，调节校正气体钢瓶上的压力调节阀，直到流速约为 30 mL/min。取下流量计并关闭柱箱门。
- 10 让校正循环完成（共需要约 5 分钟）。
- 11 检查是否有泄漏。

使用可拆卸的柱箱门

所有 LVO GC 都附带可拆卸的柱箱门，便于用户接触柱箱。

警告

为了避免造成人身伤害，在拆卸门时，应使用双手或让第二个人将门支撑住。如果支撑不当，门会掉落下来。

卸下柱箱门：

- 1 将 GC 柱箱冷却到环境温度。
- 2 打开柱箱门，然后转动顶部铰链杆以将其解锁。请参见图 2。



图 2 卸下柱箱门

- 3 向下拉顶部铰链杆，向外倾斜门顶部，使顶销从铰链松开。
- 4 使用双手小心地抬起柱箱门，使其从柱箱门下方的门销脱离，可从 GC 卸下门。

安装柱箱门：

- 1 使用双手小心地将柱箱门放到下方门销上。
- 2 将门向上倾斜，放在上方铰链下，然后将顶销卡入铰链中。
- 3 锁定铰链杆。



4 维护毛细管色谱柱

- 用于色谱柱的消耗品和零件 30
- 安装毛细管色谱柱吊架 32
- 安装毛细管色谱柱固定夹 33
- 老化毛细管色谱柱 34
- 切割色谱柱 37
- 颠倒色谱柱并烘烤去除污染物 38
- 使用 SilTite 金属接头连接毛细管色谱柱 40
- 将熔融石英管线从 SilTite 接头断开 42



用于色谱柱的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 3 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)

表 3 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径（毫米）	说明	典型用途	部件号 / 数量
	色谱柱切割器，陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836（4 个 / 包）
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	440-1000

表 4 毛细管色谱柱吊架

说明	部件号
色谱柱吊架	1460-1914
毛细管色谱柱固定夹套件，用于 7-英寸色谱柱柱架	G1530-61580

安装毛细管色谱柱吊架

警告

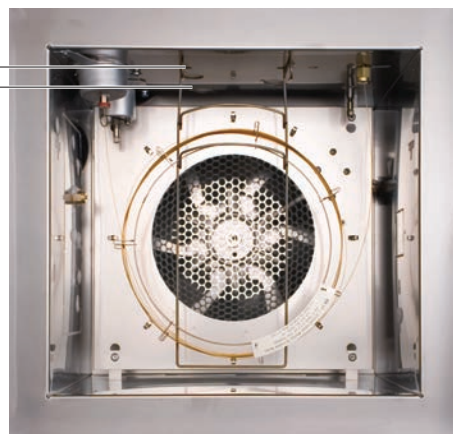
小心！柱箱可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 1 选择前吊点或后吊点。（显示的吊架位于后吊点。）

前面
后面



- 2 将吊架末端插入所选点的插槽中。

安装毛细管色谱柱固定夹

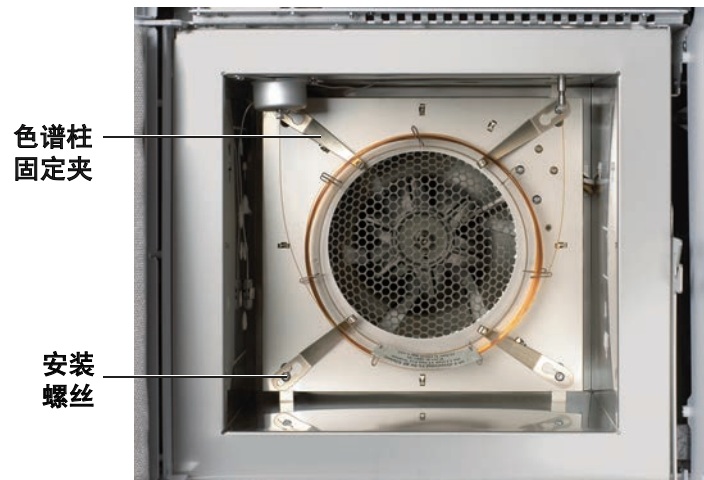
警告

小心！柱箱可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 1 备齐下列各项：
 - 毛细管色谱柱固定夹套件（请参见第 30 页上的“用于色谱柱的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
- 2 松开四个角安装螺丝，但不要卸下。



- 3 通过固定夹上的大孔滑出每个角螺丝。
- 4 滑动固定夹，以便螺丝位于插槽中。
- 5 尽可能拧紧这些螺丝，使固定夹安装到位。安装色谱柱之后，完全拧紧四个角螺丝，以将固定夹和色谱柱紧固到柱箱壁上。

老化毛细管色谱柱

1 备齐下列各项：

- 7/16 英寸和 1/4 英寸扳手
- 无孔密封垫圈（请参见第 30 页上的“用于色谱柱的消耗品和零件”。）
- 色谱柱螺母

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

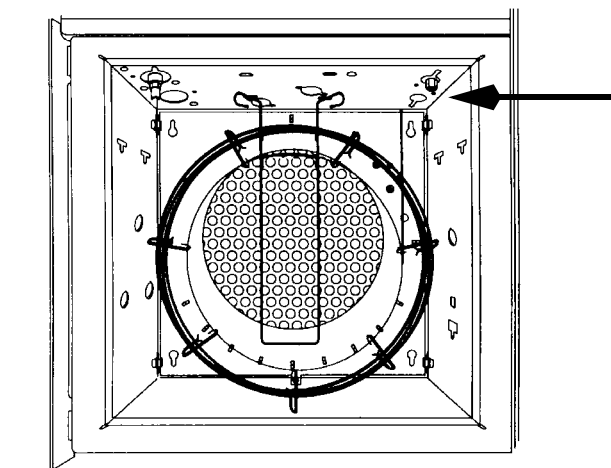
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

3 使用新的密封垫圈将色谱柱安装到进样口中。请参见：

- 安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱
- 安装具有多模式进样口的毛细管色谱柱
- 安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱
- 安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱
- 安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱
- 安装具有 VI 的毛细管色谱柱

- 4 盖上检测器色谱柱接头。



- 5 设置一个最低速度 30 cm/s，或根据色谱柱制造商的建议进行设置。在室温的条件下让载气流穿过色谱柱 15 到 30 分钟以清除空气。
- 6 将柱温从室温调节到上限值。以 10 °C/min 到 15 °C/min 的速率提高温度。在最高温度时保持 30 分钟。
- 7 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 8 将色谱柱连接到检测器上。有关详细信息，请从下列列表中选择特定的检测器：
- 将毛细管色谱柱安装到 FID 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中

4 维护毛细管色谱柱

- 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中
- 9 恢复分析方法。
- 对于 FID 或任何 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即熄灭铷珠。
- 10 GC 就绪之后再等候 10 分钟，然后点燃检测器火焰或铷珠。

切割色谱柱

- 1 备齐下列各项：
 - 新的用于连接色谱柱进样口的密封垫圈
 - 色谱柱切割器
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 松开进样口色谱柱螺母并从进样口上取下色谱柱。
- 4 从色谱柱吊架上将色谱柱松开一圈。
- 5 从色谱柱上切下不需要的一圈。
- 6 使用新的密封垫圈将色谱柱安装到进样口中。请参见：
 - [安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱](#)
 - [安装具有多模式进样口的毛细管色谱柱](#)
 - [安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱](#)
 - [安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱](#)
 - [安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱](#)
 - [安装具有 VI 的毛细管色谱柱](#)

颠倒色谱柱并烘烤去除污染物

- 1 备齐下列各项：
 - 1/4 英寸扳手
 - 色谱柱切割器
- 2 调用[维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 从进样口和检测器上断开与色谱柱的连接。
- 4 如有必要，切下一圈色谱柱。（请参见第 37 页上的“[切割色谱柱](#)”。）不要将色谱柱连接到进样口上。
- 5 从吊架上取下色谱柱并颠倒它的位置（进样口端和检测器端），然后将色谱柱放回吊架上。
- 6 将色谱柱连接到进样口。

请从下列列表中选择特定的进样口：

- [安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱](#)
- [安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱](#)
- [安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱](#)
- [安装具有多模式进样口的毛细管色谱柱](#)
- [安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱](#)
- [安装具有 VI 的毛细管色谱柱](#)

- 7 将色谱柱连接到检测器上。

请从下列列表中选择特定的检测器：

- [将毛细管色谱柱安装到 FID 中](#)
- [将毛细管色谱柱安装到 NPD 中](#)

- 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中
 - 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中
- 8** 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 对于多模式、分流 / 不分流的 PTV 和 VI 进样口，请选择分流模式并将分流口流量设置为 200 mL/min。
- 9** 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 10** 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常工作温度高 25 °C。
- 11** 将柱箱的温度设置为比 GC 法的最终柱温高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物（大部分会通过分流口排出）。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 12** 烘烤 30 分钟。

使用 SilTite 金属接头连接毛细管色谱柱

该步骤用于将毛细管色谱柱连接到分流器或流路转换器或 Ultimate 两通接头。

1 备齐下列各项：

- SilTite 密封垫圈（请参见表 5）
- 套接工具 (G2855-60200) 或 SilTite 密封垫圈的套接螺母 (G2855-20555)
- 两个 1/4 英寸开口扳手
- 一个 7/16 英寸开口扳手
- 色谱柱切割工具 (5181-8836)
- 内螺母 (G2855-20530)
- 无毛手套

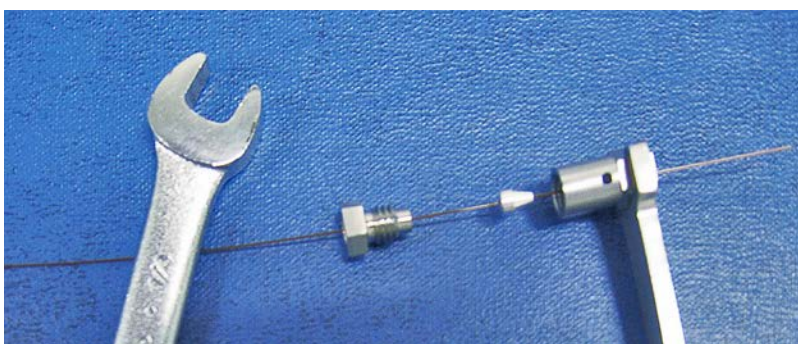
表 5 可用的 SilTite 金属密封垫圈包

部件号	SilTite 密封垫圈说明
5188-5361	用于 0.2 至 0.25 毫米色谱柱
5188-5362	用于 0.32 毫米色谱柱
5188-5363	用于 0.53 毫米色谱柱

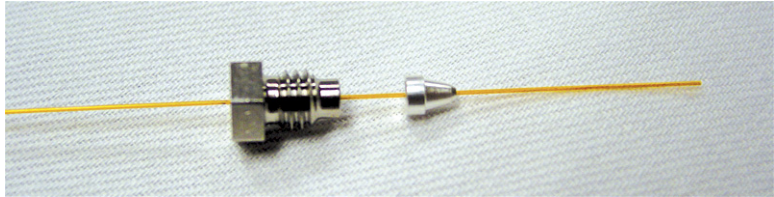
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 2** 将管线末端穿过内螺母和 SilTite 密封垫圈，并使大约有 1 厘米的熔融石英管穿过密封垫圈。将套接工具拧到色谱柱上。



- 3 使用扳手和套接工具每次将螺母拧紧一点，并检查密封垫圈是否夹紧熔融石英管。密封垫圈刚夹紧熔融石英管时，注意螺母的位置，然后旋转此螺母 45 到 60 度（但不要超过 60 度）将其拧紧（使此螺母与石英管齐平）。
- 4 取下套接工具。

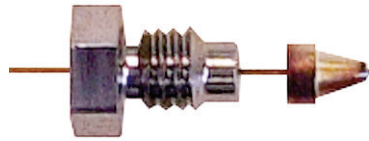


- 5 使用陶瓷片色谱柱切割片切去位于密封垫圈细小一端的管线，并留有大约 0.3 毫米的管线伸出密封垫圈。

使用放大镜检查管线的末端。管线的末端不需要特别地整齐，但在密封垫圈下面不应该有延伸的裂痕。

注意

管线末端不要超出密封垫圈末端 0.5 毫米，这很重要。



- 6 将组装好的密封垫圈和螺母插入 SilTite 接头。使用扳手仅拧紧 15 到 20 度。

将熔融石英管线从 SilTite 接头断开

松开并取下内螺母。如果管线和密封垫圈不容易拔出，则将尖的物体（笔或曲别针）插入密封垫圈释放孔并将其紧紧压入。当释放密封垫圈时将听见嗒一声。



多次断开和重新连接之后，SilTite 密封垫圈密封性仍然应该很好。



5 维护分流 / 不分流进样口

- 用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件 44
- 分流 / 不分流进样口零件分解图 47
- 安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱 48
- 更换分流 / 不分流进样口上的隔垫 52
- 清洗分流 / 不分流进样口插件组件中的隔垫基座 54
- 更换分流 / 不分流进样口的衬管和“O”形圈 56
- 更换分流 / 不分流进样口的镀金分流平板 59
- 更换分流 / 不分流进样口的分流口排气管过滤器 61
- 清洗分流 / 不分流进样口 64
- 烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物 66



用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 6 分流、不分流、直接和直接连接进样口衬管

模式	说明	脱活	部件号
分流	低压降，玻璃棉，单锥形，870 微升	是	5183-4647
分流	玻璃棉，990 微升	否	19251-60540
分流	经过 MS 认证，单锥，玻璃棉	是	5188-6576
分流模式 — 仅手动	空桶和空杯，800 微升	否	18740-80190
分流模式 — 仅手动	填充桶和杯，800 微升	否	18740-60840
分流或不分流	超惰性，低压降，玻璃棉	是	5190-2295
不分流	单锥，玻璃棉，900 微升	是	5062-3587
不分流	单锥，无玻璃棉，900 微升	是	5181-3316
不分流	双锥，无玻璃棉，800 微升	是	5181-3315
不分流	经过 MS 认证，单锥，玻璃棉	是	5188-6568
无分流 — 直接注射	2 毫米内径，石英，250 微升	否	18740-80220
无分流 — 直接注射	2 毫米内径，250 微升	是	5181-8818
直接注射 — 顶空或吹扫和捕集	1.5 毫米内径，140 微升	否	18740-80200
直接色谱柱连接	单锥，不分流 4 毫米内径	是	G1544-80730
直接色谱柱连接	双锥，不分流 4 毫米内径	是	G1544-80700

表 7 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293

表7 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件 (续)

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

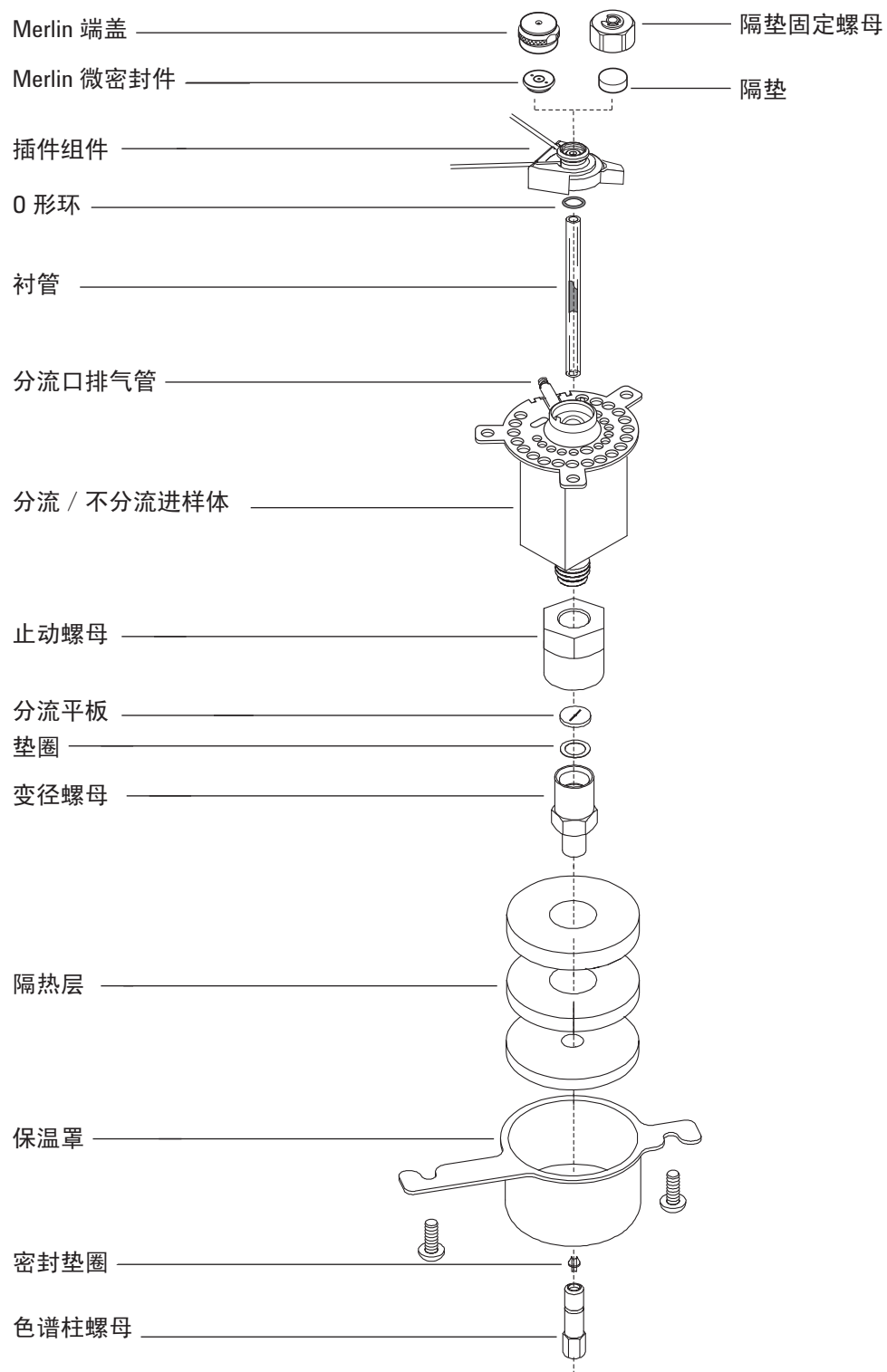
表8 用于分流 / 不分流进样口的其他消耗品和零件

说明 / 数量	部件号
顶空隔垫固定螺母	18740-60830
隔垫固定螺母	18740-60835
11 毫米隔垫, 耐高温, 气密性好, 50 个 / 包	5183-4757

表 8 用于分流 / 不分流进样口的其他消耗品和零件 (续)

说明 / 数量	部件号
11 毫米隔垫, 预冲孔, 长寿命, 50 个 / 包	5183-4761
Merlin 微密封件隔垫 (高压)	5182-3444
Merlin 微密封件隔垫 (30 psi)	5181-8815
不粘碳氟衬管 “O” 形圈 (适用于最高 350 °C 温度), 10 个 / 包	5188-5365
分流衬管石墨 “O” 形圈 (适用于 350 °C 以上温度), 10 个 / 包	5180-4168
不分流衬管石墨 “O” 形圈 (适用于 350 °C 以上温 度), 10 个 / 包	5180-4173
分流口捕集阱 PM 套件, 一盒磁带	5188-6495
固定螺母	G1544-20590
镀金分流平板 (标准应用)	5188-5367
带十字凹槽的镀金分流平板 (高分流流量) (含不锈 钢垫片)	5182-9652
不锈钢垫片 (0.375 英寸外径), 12 个 / 包	5061-5869
变径螺母	18740-20800
色谱柱螺母, 堵头	5020-8294
毛细管色谱柱进样口预防性维护工具包, 分流	5188-6496
毛细管色谱柱进样口预防性维护工具包, 不分流	5188-6497

分流 / 不分流进样口零件分解图



安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

- 1 备齐下列各项（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”）：
 - 色谱柱
 - 密封垫圈
 - 色谱柱螺母
 - 隔垫
 - 色谱柱切割器
 - 异丙醇
 - 实验室用纸巾
 - 公制直尺
 - 1/4-英寸开口扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

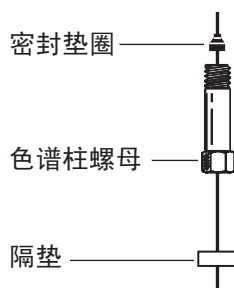
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 确保已正确安装玻璃衬管。（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
- 4 将色谱柱置于吊架上，令其末端朝上，标签朝前。

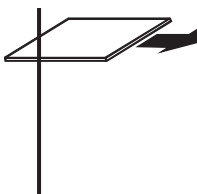
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

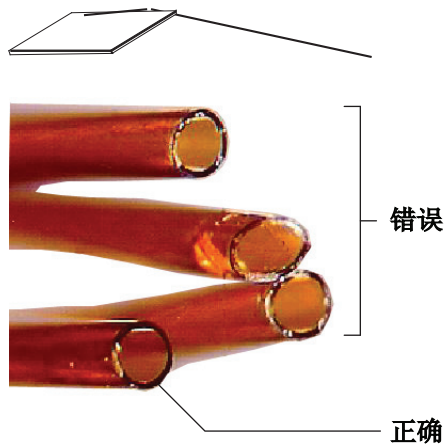
- 5 将隔垫、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



- 6 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。

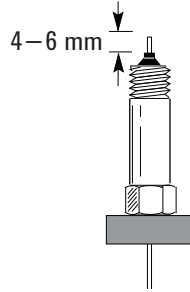


- 7 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。

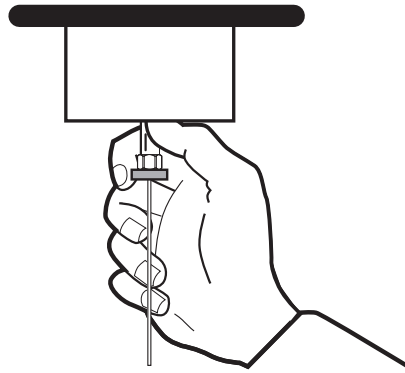


- 8 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。

- 9 调整色谱柱位置，令其伸出密封垫圈末端上方 4 至 6 毫米。沿色谱柱滑动隔垫，将色谱柱螺母保持在此位置。



- 10 将色谱柱螺母旋入进样口，但不要拧紧。



- 11 调整色谱柱位置，令隔垫接触到色谱柱螺母底部。用手拧紧色谱柱螺母，直至其开始夹紧色谱柱。
- 12 再用扳手将色谱柱螺母拧紧 1/4 至 1/2 圈，以确保色谱柱不会因轻微压力而从接头上脱离。
- 13 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 14 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）
- 15 将色谱柱安装到检测器中。请参见：
- 将毛细管色谱柱安装到 FID 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中
 - 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中

- 16 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
- 17 恢复分析方法。
 - 对于 FID 或 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即熄灭铷珠。
- 18 GC 就绪之后再等候 10 分钟，然后点燃检测器火焰或铷珠。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 19 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 20 重置 EMF 计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。

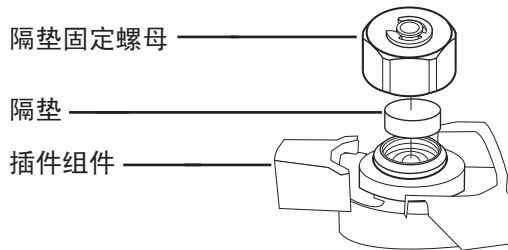
更换分流 / 不分流进样口上的隔垫

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫。（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
 - 用于毛细管柱进样口的扳手（可选）
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。
- 4 用镊子取下插件组件上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦插件组件内部。



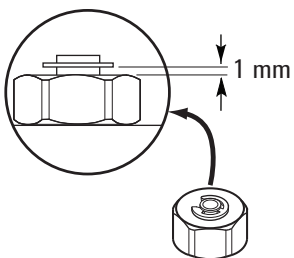
- 5 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。Merlin 微密封件金属零件一侧应朝下（面向柱箱）。



- 6 安上隔垫固定螺母或 Merlin 端盖并用手拧紧。拧紧隔垫固定螺母，直至“C”形圈高出螺母约 1 毫米。

小心

将隔垫螺母拧得过紧将造成污染。



- 7 恢复分析方法。
- 8 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

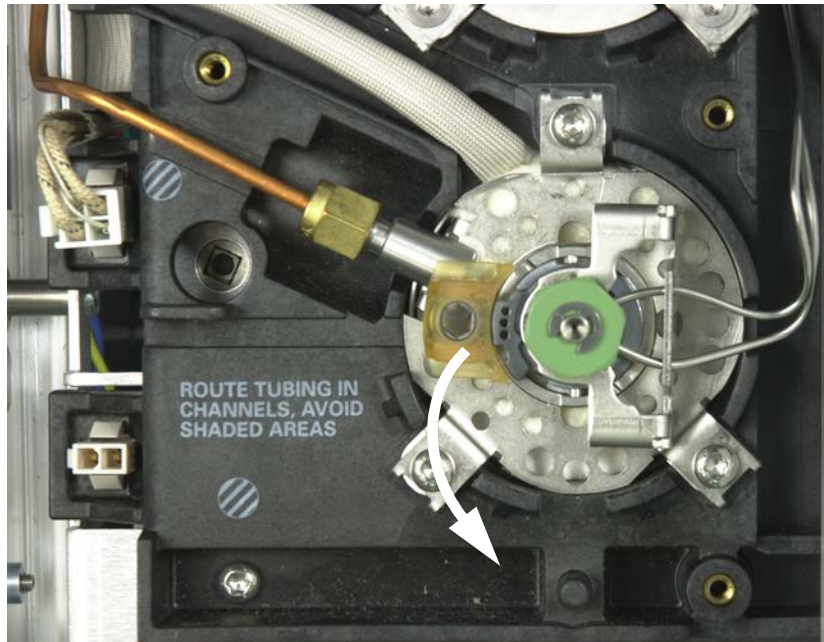
清洗分流 / 不分流进样口插件组件中的隔垫基座

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 用于毛细管柱进样口的扳手（可选）
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

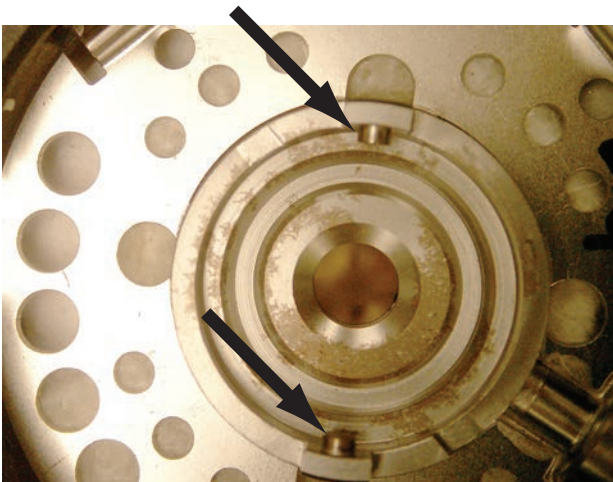
小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 向前（逆时针）滑动锁定卡口。竖直提起隔垫组件并将其提离进样口，以避免切破或割裂衬管。



- 4 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。

- 5 用镊子取下固定螺母上的隔垫或 Merlin 微密封件。（请参见第 52 页上的“更换分流 / 不分流进样口上的隔垫”。）
- 6 用镊子和一小片钢棉卷刷去固定螺母和隔垫基座上的残留物。不要在进样口上方进行此操作。
- 7 用压缩空气或氮气吹去钢棉和隔垫碎屑。
- 8 将隔垫组件底部的卡口对准插件组件上的插槽，将卡口按入插槽。向左滑动锁定卡口。



- 9 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。（请参见第 52 页上的“更换分流 / 不分流进样口上的隔垫”。）
- 10 将隔垫固定螺母或 Merlin 端盖安放回原处并用手拧紧。（请参见第 52 页上的“更换分流 / 不分流进样口上的隔垫”。）
- 11 恢复分析方法。
- 12 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

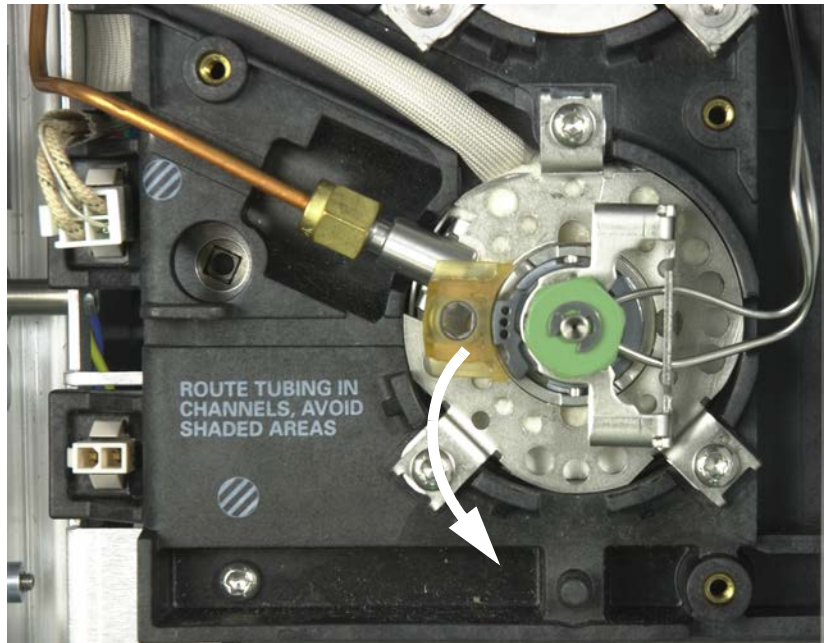
更换分流 / 不分流进样口的衬管和“O”形圈

- 1 备齐下列各项：
 - 备用“O”形圈（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - 备用衬管
 - 镊子
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 用于毛细管柱进样口的扳手（可选）
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

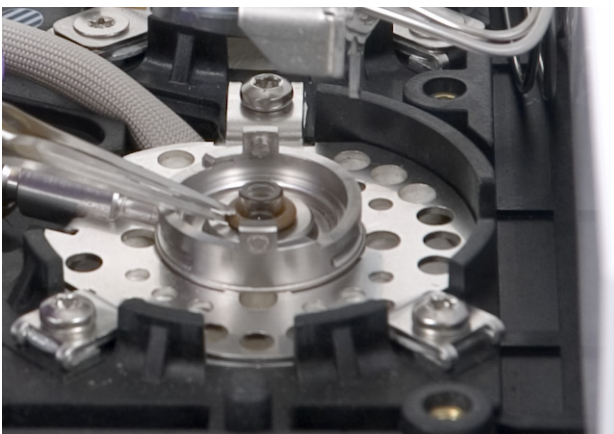
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 向前（逆时针）滑动锁定卡口。竖直提起隔垫组件并将其提离进样口，以避免切破或割裂衬管。



- 4 用镊子松开密封表面上的“O”形圈。



5 用镊子夹住衬管，将其拉出。



6 检查镀金分流平板表面是否存在石墨或橡皮隔垫污染物。如需要，更换镀金分流平板。（请参见第 59 页上的“[更换分流 / 不分流进样口的镀金分流平板](#)”。）



5 维护分流 / 不分流进样口

如果有可见污染或怀疑存在污染，则清洗进样口。（请参见第 64 页上的“清洗分流 / 不分流进样口”。）

清洗密封表面上的“O”形圈。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 7 将新“O”形圈滑到备用衬管上。
- 8 将衬管放回进样口，将其推入，直至衬管接触到黄金密封垫。



- 9 将隔垫组件底部的卡口对准插件组件上的插槽，将卡口按入插槽。向后滑动锁定卡口。
- 10 启动进样口。在加热进样口或色谱柱箱前，先用载气将进样口和色谱柱吹扫 15 分钟。
- 11 烘烤去除污染物。（请参见第 66 页上的“烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物”。）
- 12 恢复分析方法。
- 13 重置衬管计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。
- 14 如果使用的是可选条形码扫描器，则可将衬管信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 15 检查是否有泄漏。

更换分流 / 不分流进样口的镀金分流平板

- 1 备齐下列各项：
 - 备用镀金分流平板（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - 备用垫片
 - 1/4 英寸扳手（用于色谱柱）
 - 1/2 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 取下进样口衬管。
- 4 将色谱柱从进样口取下。盖上市谱柱开口端以防被污染。取下进样口基座周围的隔热罩。

取下绝缘罩

断开连接的柱螺母



- 5 松开并取下变径螺母。取下变径螺母内的垫片和密封件。

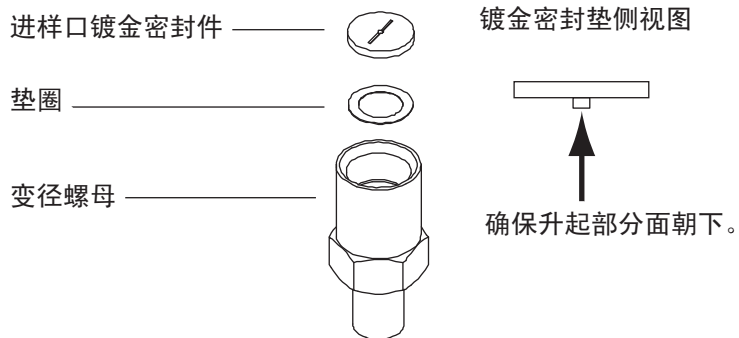
5 维护分流 / 不分流进样口



小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 戴上手套，以免污染新镀金分流平板和垫片。将新垫片放入变径螺母，再将新镀金分流平板置于垫圈顶部（凸起部分朝下）。



- 将变径螺母安回原处，用扳手牢牢拧紧。
- 放回进样口衬管。
- 安装色谱柱和隔热罩。
- 烘烤去除污染物。（请参见第 66 页上的“烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物”。）
- 恢复分析方法。
- 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。
- 检查是否有泄漏。

更换分流 / 不分流进样口的分流口排气管过滤器

- 1 备齐下列各项：
 - 新过滤器滤芯。（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

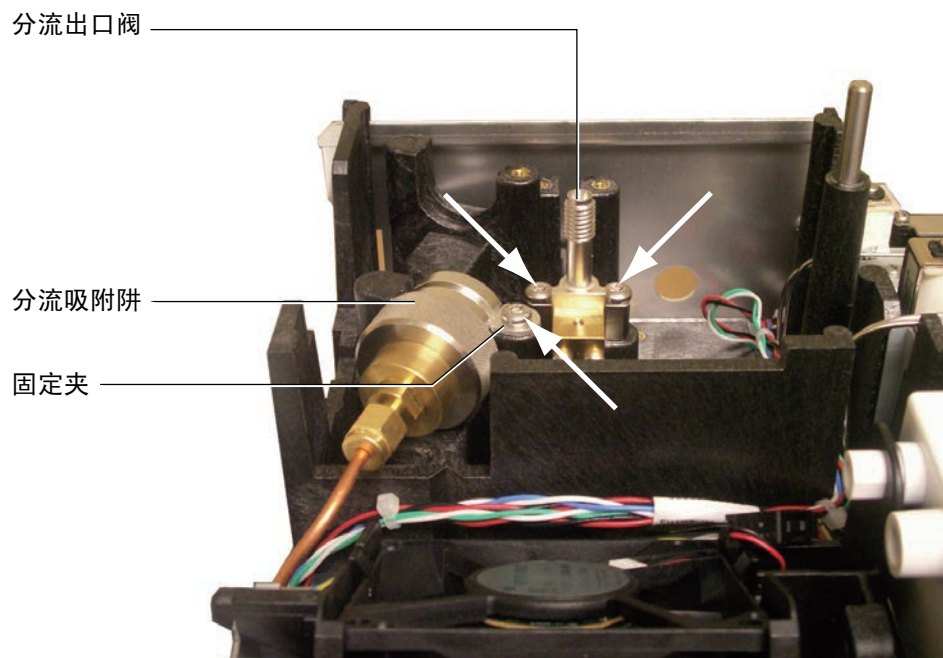
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

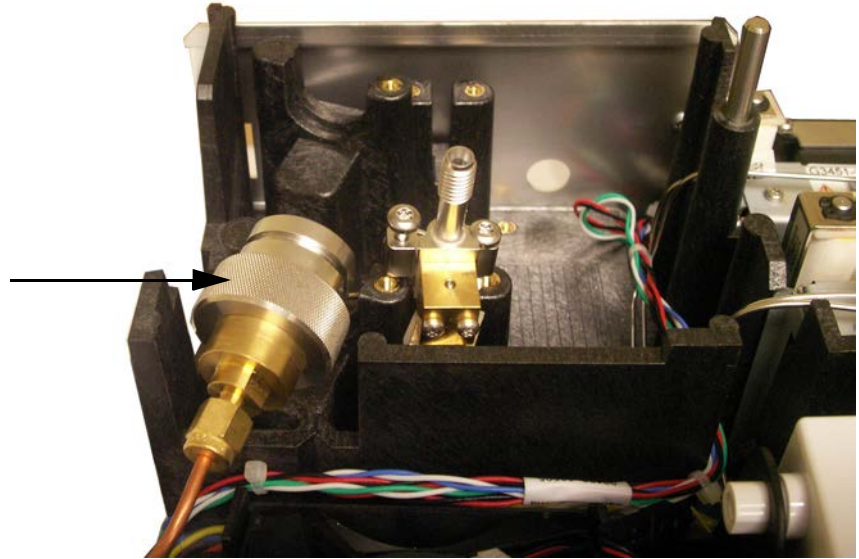
分流口捕集阱中可能残留有注入到 GC 中的样品或其他化学物质。更换捕集过滤柱时，请遵循您公司有关安全处理这些类型物质的程序。

- 3 拆下[气路控制组件盖板](#)（GC 的后顶部）。
- 4 取下固定夹。

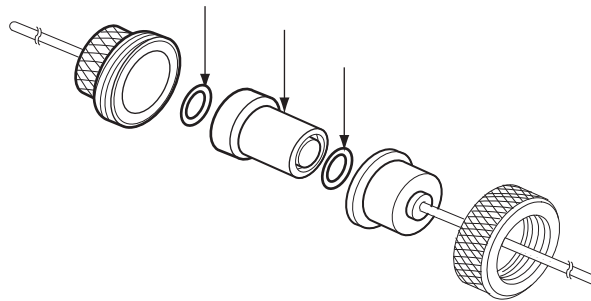


5 维护分流 / 不分流进样口

- 5 完全松开固定分流口阀的那两颗螺丝。
- 6 将过滤器捕集阱组件和分流口阀从安装支架上一同提起，并旋下过滤器捕集阱组件上的分流口前焊件。注意请勿挤压分流口阀和捕集阱之间的管线。



- 7 取下旧的过滤柱和两个“O”形圈。



- 8 确保新的“O”形圈能够正确地安放在过滤柱上。
- 9 安装新的过滤柱，然后重新组装捕集阱。但不要完全拧紧。
- 10 将过滤器捕集阱组件放入安装支架，安上固定夹。
- 11 安装分流口阀。
- 12 将分流口前焊件完全拧紧到捕集阱上。
- 13 检查是否有泄漏。

- 14 重置 EMF 计数器。请参见[重置 EMF 计数器](#)。
- 15 恢复分析方法。
- 16 重置分流口捕集阱计数器。
- 17 安装气路控制组件盖板。

清洗分流 / 不分流进样口

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 44 页上的“用于分流 / 不分流进样口的消耗品和零件”。）
 - 备用衬管
 - 备用“O”形圈
 - 备用镀金分流平板
 - 备用垫片
 - 能清洗进样口中沉积物类型的溶剂
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 烧杯
 - 清洗刷 – FID 清洗工具箱（部件号 9301-0985）中提供有适用的清洗刷
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 取下进样口衬管。（请参见第 56 页上的“更换分流 / 不分流进样口的衬管和“O”形圈”。）
- 4 从进样口上断开色谱柱。
- 5 取下变径螺母和镀金分流平板。（请参见第 59 页上的“更换分流 / 不分流进样口的镀金分流平板”。）
- 6 在柱箱中的进样口下方放置一个烧杯，用来接取溶剂。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 7 用干净的刷子蘸取溶剂，洗刷进样口焊接件内侧。重复 10 次。
- 8 用溶剂淋洗进样口。

- 9 用压缩空气或氮气吹干进样口内部。
- 10 安装镀金分流平板和变径螺母。
- 11 安装衬管和“O”形圈。
- 12 安装色谱柱。（请参见第 48 页上的“安装具有分流 / 不分流进样口的毛细管色谱柱”。）
- 13 检查是否有泄漏。
- 14 烘烤去除污染物。（请参见第 66 页上的“烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物”。）
- 15 恢复分析方法。
- 16 重置隔垫和衬管 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

烘烤去除来自分流 / 不分流进样口的污染物

- 1 将进样口改为分流模式。
- 2 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 3 将进样口分流口的流量设置为 200 mL/min。
- 4 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 5 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 6 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常温度高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物（大部分会通过分流口排出）。
- 7 将柱箱的温度设置为比 GC 法的最终柱温高 25 °C，以烘烤去除来自色谱柱的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 8 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。



6 维护吹扫填充进样口

用于吹扫填充进样口的消耗品和零件	68
吹扫填充进样口零件分解图	71
安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱	72
更换吹扫填充进样口上的隔垫	77
清洗吹扫填充进样口上的隔垫基座	79
在吹扫填充进样口上安装转换接头	81
更换吹扫填充进样口上的“O”形圈	83
更换吹扫填充进样口上的玻璃衬管	84
在吹扫填充进样口上安装保温罩	86
清洗吹扫填充进样口	87
烘烤吹扫填充进样口中的污染物	89
安装金属填充柱	90
在检测器接头上安装填充柱转换接头	92
安装玻璃填充柱	94
老化填充色谱柱	97
在金属填充柱上安装密封垫圈	99



用于吹扫填充进样口的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 9 吹扫填充进样口零件

说明	部件号 / 数量
预防性检修工具包	5188-6498
吹扫填充进样口玻璃衬管和色谱柱转换接头	
玻璃衬管	5080-8732 (25 个 / 包) 或 5181-3382 脱活 (5 个 / 包)
0.53 毫米色谱柱转换接头	19244-80540
1/8 英寸色谱柱转换接头	19243-80530
1/4 英寸色谱柱转换接头	19243-80540
推荐用于吹扫填充进样口的隔垫和“O”形圈	
11 毫米实心隔垫，气密性好，红色	5181-1263 (50 个 / 包)
11 毫米局部通孔隔垫，气密性好，红色	5181-3383 (50 个 / 包)
11 毫米隔垫，气密性好，灰色	5080-8896 (50 个 / 包)
Merlin 微密封件隔垫 (30 psi)	5181-8815
11 毫米高温硅隔垫 (350 °C 或更高)	5182-0739 (50 个 / 包)
氟化橡胶“O”形圈 (顶部插入焊接件)	5080-8898 (12 个 / 包)

表 10 用于填充柱的螺母和密封垫圈

说明	典型用途	部件号 / 数量
1/8-英寸内径的 Swagelok 不锈钢螺母、前密封垫圈、后密封垫圈	1/8-英寸色谱柱	5080-8751 (20/pk)
1/8-英寸内径的 Swagelok 黄铜螺母、前密封垫圈、后密封垫圈	1/8-英寸色谱柱	5080-8750 (20/pk)
1/8 英寸内径的聚酰亚胺/石墨密封圈	1/8 英寸色谱柱	0100-1332 (10/pk)

表 10 用于填充柱的螺母和密封垫圈 (续)

说明	典型用途	部件号 / 数量
1/8 英寸内径 管状黄铜螺母	1/8 英寸色谱柱	5180-4103 (10 个 / 包)
1/4 英寸内径的 Swagelok 不锈钢螺母、前密封垫 圈、后密封垫圈	1/4 英寸色谱柱	5080-8753 (20/pk)
1/4 英寸内径的 Swagelok 黄铜螺母、前密封垫圈、 后密封垫圈	1/4 英寸色谱柱	5080-8752 (20/pk)
1/4 英寸内径的聚酰亚胺/ 石墨密封圈	进样口 / 检测器衬 管 / 转换接头 1/4 英寸色谱柱	5080-8774 (10 个 / 包)
1/4 英寸内径 管状黄铜螺母	1/4 英寸色谱柱	5180-4105 (10 个 / 包)

表 11 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

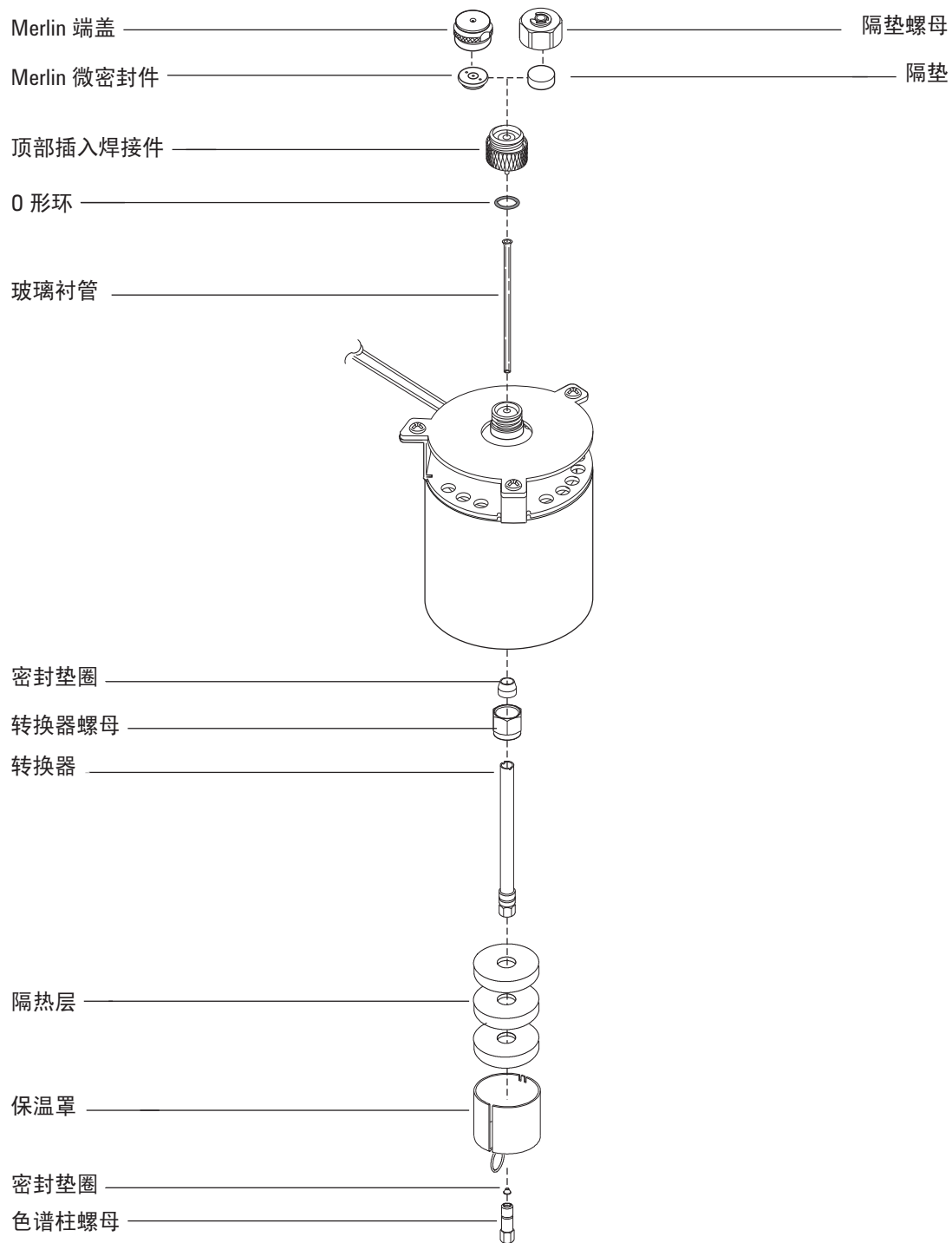
色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱 柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的 色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)

6 维护吹扫填充进样口

表 11 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	440-1000

吹扫填充进样口零件分解图



安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱

- 1 备齐下列各项：
 - 色谱柱
 - 密封垫圈（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱螺母
 - 玻璃衬管
 - 氟化橡胶“O”形圈
 - 0.53 毫米色谱柱转换接头
 - 隔垫
 - 1/4 英寸扳手
 - 公制直尺
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

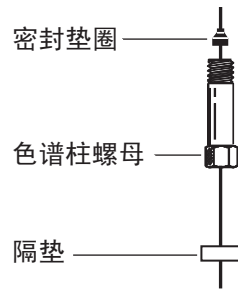
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

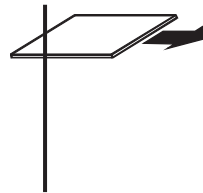
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

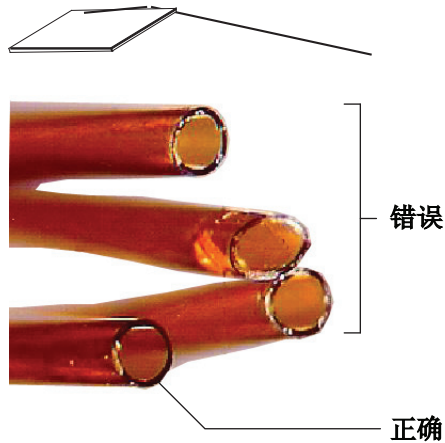
- 3 安装 0.53 毫米色谱柱转换接头。（请参见第 81 页上的“在吹扫填充进样口上安装转换接头”。）
- 4 安装新的氟化橡胶“O”形圈。（请参见第 83 页上的“更换吹扫填充进样口上的“O”形圈”。）
- 5 将隔垫、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



6 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



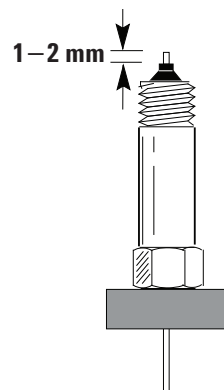
7 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



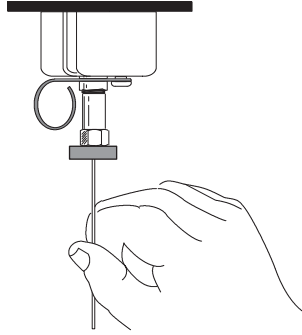
8 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。

6 维护吹扫填充进样口

- 9 调整色谱柱位置，令其伸出密封垫圈末端上方 1 至 2 毫米。沿色谱柱滑动隔垫，将色谱柱螺母保持在此固定位置。



10 将色谱柱螺母旋入进样口转换接头，但不要拧紧。



11 调整色谱柱位置以使隔垫与色谱柱螺母的底部对齐。用手拧紧色谱柱螺母，直至其开始夹紧色谱柱。

12 再用扳手将色谱柱螺母拧紧 1/4 至 1/2 圈，以确保色谱柱不会因轻微压力而从接头上脱离。

13 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。

14 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）

15 将色谱柱安装到检测器中。请参见：

- 将毛细管色谱柱安装到 [FID](#) 中
- 将毛细管色谱柱安装到 [NPD](#) 中
- 将毛细管色谱柱安装到 [TCD](#) 中
- 将毛细管色谱柱安装到 [uECD](#) 中
- 将毛细管色谱柱安装到 [FPD Plus](#) 中
- 将毛细管色谱柱转换接头安装到 [FPD](#) 中

16 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。

17 恢复分析方法。

- 对于 [FPD](#)，请立即熄灭火焰。
- 对于 [NPD](#)，请立即将铷珠电压设置为 0.0。

18 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 [NPD](#) 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 19 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 20 重置色谱柱 EMF 计数器。请参见操作手册中的 *重置 EMF 计数器*。

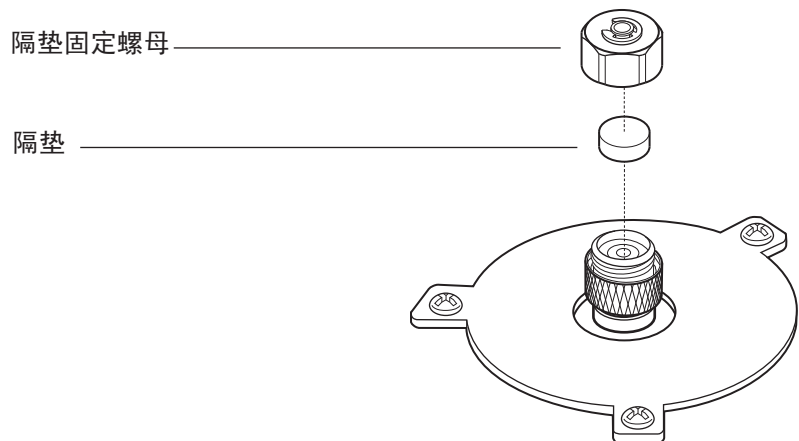
更换吹扫填充进样口上的隔垫

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 隔垫螺母扳手
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

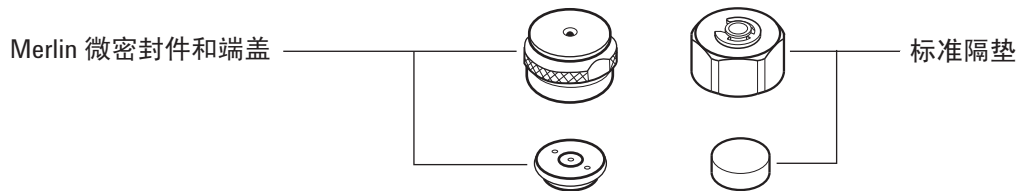
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。 ⚠

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。
- 4 用镊子取下固定螺母上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦隔垫头内部。



- 5 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。Merlin 微密封件金属零件一侧应朝下（面向柱箱）。

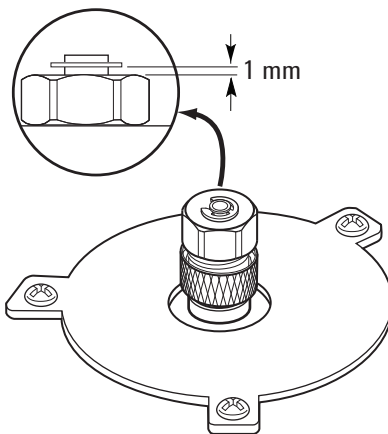


6 维护吹扫填充进样口

- 6 将隔垫固定螺母或 Merlin 端盖安放回原处并用手拧紧。拧紧隔垫固定螺母，直至“C”形圈高出螺母约 1 毫米。

小心

将隔垫螺母拧得过紧将造成污染。



- 7 恢复分析方法。
- 8 重置隔垫计数器。

清洗吹扫填充进样口上的隔垫基座

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 隔垫螺母扳手
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 超声波清洁水浴
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。 °£

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。
- 4 旋松并取下顶部插入焊接件。

小心

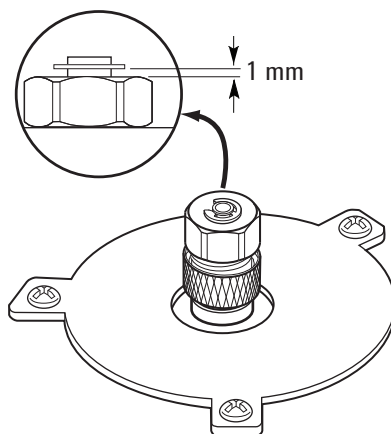
应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 5 用镊子取下顶部插入焊接件上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦隔垫头内部。
- 6 用镊子和一小片钢棉卷刷去顶部插入焊接件和隔垫螺母上的残留物。用超声波清洗固定螺母和顶部插入焊接件。
- 7 用压缩空气或氮气吹去钢棉和隔垫碎屑。
- 8 戴上手套检查“O”形圈，如必要，将其更换。（请参见第 83 页上的“更换吹扫填充进样口上的“O”形圈”。）
- 9 安上顶部插入焊接件并用手拧紧。

- 10 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。
- 11 安上隔垫固定螺母或 Merlin 端盖并用手拧紧。拧紧隔垫固定螺母，直至“C”形圈高出螺母约 1 毫米。

小心

将隔垫螺母拧得过紧将造成污染。



- 12 恢复分析方法。
- 13 重置隔垫计数器。

在吹扫填充进样口上安装转换接头

- 1 备齐下列各项：
 - 管状黄铜螺母（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 转换接头（0.53 毫米，1/8 英寸填充或 1/4 英寸填充）
 - 7/16 英寸和 9/16 英寸扳手
 - 聚酰亚胺 / 石墨密封圈
 - 甲醇
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

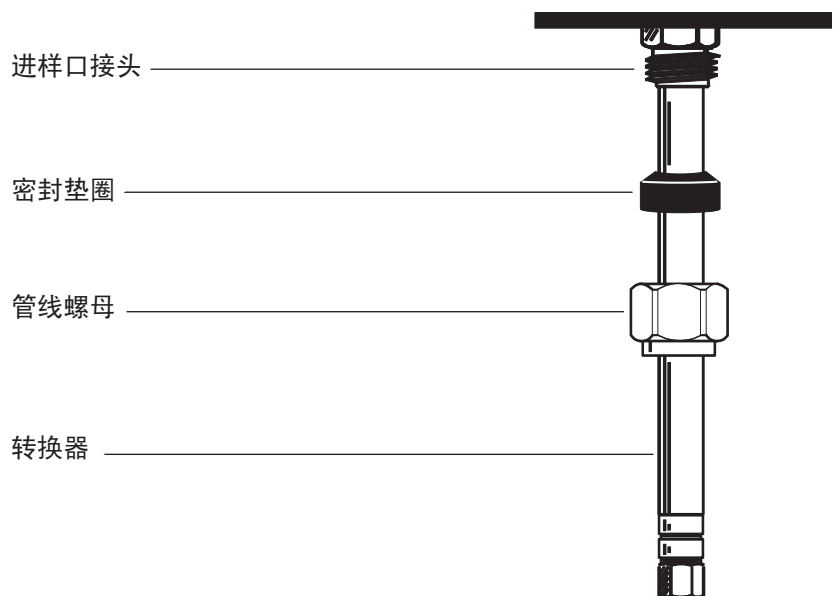
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。☹

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 用蘸有乙醇的无纺布清洗转换接头末端，除去其上的指纹等污渍。
- 4 将管状螺母和聚酰亚胺 / 石墨密封圈放至转换接头上。



6 维护吹扫填充进样口

- 5 将转换接头尽量完全地径直插入进样口基座。
- 6 将转换接头保持在此位置并用手拧紧螺母。
- 7 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。

更换吹扫填充进样口上的“O”形圈

- 1 备齐下列各项：
 - 备用“O”形圈（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 隔垫螺母扳手
 - 镊子
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

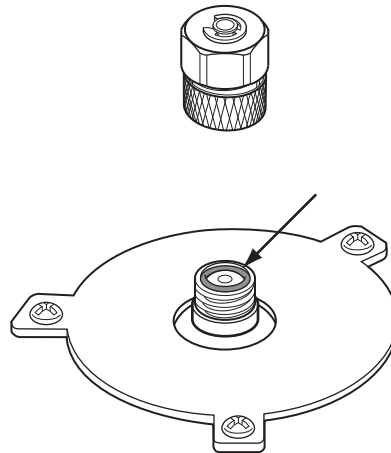
小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。 °£

- 3 旋松顶部插入焊接件，取下进样口顶部。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 4 用镊子取下旧的“O”形圈。



- 5 插入一个新的“O”形圈。
- 6 安上并拧紧顶部插入焊接件。
- 7 恢复分析方法。
- 8 重置 EMF 计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

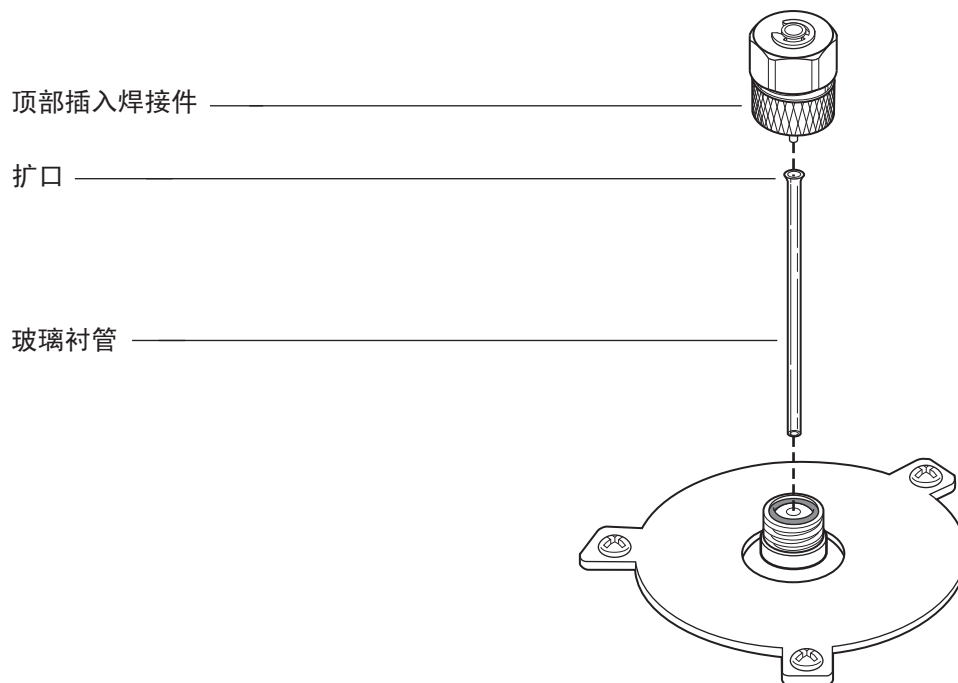
更换吹扫填充进样口上的玻璃衬管

- 1 备齐下列各项：
 - 备用玻璃衬管（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 9/16 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 旋松顶部插入焊接件，取下进样口顶部。



- 4 用细铁丝或木夹小心地提起玻璃衬管，将其取下。

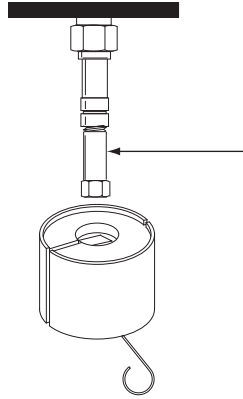
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

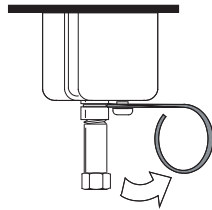
- 5 戴上手套检查“O”形圈，如必要，将其更换。（请参见第 83 页上的“更换吹扫填充进样口上的“O”形圈”。）
- 6 戴上手套，用镊子夹住备用玻璃衬管的扩口（顶部），将其安装至进样口中。如果因已安装了毛细管色谱柱而无法正确安放玻璃衬管，则先取出色谱柱，然后再安装玻璃衬管，之后再将色谱柱放回原处。（请参见第 72 页上的“安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱”。）
- 7 安上顶部插入焊接件并用手拧紧。
- 8 恢复分析方法。
- 9 配置新的衬管。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将衬管信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 10 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

在吹扫填充进样口上安装保温罩

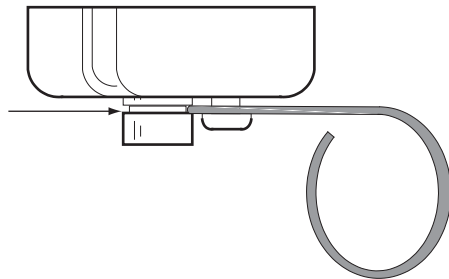
- 1 备齐下列各项：
 - 无孔密封垫圈
 - 色谱柱螺母
- 2 在进样口毛细管色谱柱转换接头中安装一个塞子（如带无孔密封垫圈的色谱柱螺母）。



- 3 向右推收集极弹簧。在进样口接头上方滑动外罩，以便外罩顶部的隔热层能和柱箱顶盖对齐。



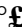
- 4 将弹簧放入进样口衬管中的凹槽内。取出色谱柱螺母和无孔密封垫圈。



清洗吹扫填充进样口

- 1 备齐下列各项：
 - 备用“O”形圈（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 备用玻璃衬管
 - 备用隔垫。
 - 能清洗进样口中沉积物类型的溶剂
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 烧杯
 - 清洗刷 — FID 清洗工具箱（部件号 9301-0985）中提供有适用的清洗刷
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。 

- 3 卸下色谱柱。
- 4 取下隔垫螺母和隔垫。
- 5 取下顶部插入焊接件。
- 6 取下玻璃衬管和“O”形圈。
- 7 如果使用了转换接头，也将其取下。
- 8 用合适的溶剂通过超声波清洗隔垫螺母、顶部插入焊接件和转换接头（如使用）。
- 9 在柱箱中的进样口下方放置一个烧杯，用来接取溶剂。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 10 用干净的刷子蘸取溶剂，用力洗刷进样口内侧。
- 11 用压缩空气或氮气吹干进样口内部。

6 维护吹扫填充进样口

- 12 如果使用了转换接头，将其装回。（请参见第 81 页上的“在吹扫填充进样口上安装转换接头”。）
- 13 安装玻璃衬管和“O”形圈。（请参见第 84 页上的“更换吹扫填充进样口上的玻璃衬管”。）
- 14 安上顶部插入焊接件，手动将其拧紧。
- 15 安装隔垫和隔垫螺母。（请参见第 77 页上的“更换吹扫填充进样口上的隔垫”。）
- 16 连接色谱柱。（请参见第 72 页上的“安装具有吹扫填充进样口的毛细管色谱柱”。）
- 17 检查是否有泄漏。
- 18 恢复分析方法。
- 19 设置隔垫和玻璃衬管计数器。

烘烤吹扫填充进样口中的污染物

- 1 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 2 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 3 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 4 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常工作温度高 25 °C。
- 5 将柱温设置为比 GC 方法最高柱温高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 6 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。

安装金属填充柱

- 1 备齐下列各项：
 - 7/16 英寸、9/16 英寸和 1/2 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。
- 3 准备金属填充柱。（请参见第 99 页上的“[在金属填充柱上安装密封垫圈](#)”。）

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 4 如需要，安装 1/8 英寸或 1/4 英寸填充柱进样口转换接头。（请参见第 81 页上的“[在吹扫填充进样口上安装转换接头](#)”。）

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 5 将色谱柱连接到进样口转换接头。用手拧紧螺母。
- 6 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈（对 1/8 英寸色谱柱）或 3/4 圈（对 1/4 英寸色谱柱）。

用两把扳手分别固定住色谱柱螺母和转换接头，以防转换接头发生旋转。
- 7 按 **[Config]**（配置）、**[Column 1]**（色谱柱 1）或 **[Column 2]**（色谱柱 2），在 **Length**（长度）或 **Diameter**（内径）中输入 **0.00**，并识别连接色谱柱的进样口和检测器。

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

- 8 如需要，老化色谱柱。（请参见第 97 页上的“[老化填充色谱柱](#)”。）

9 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 10 如需要，安装检测器转换接头。（请参见第 92 页上的“在检测器接头上安装填充柱转换接头”。）
- 11 将色谱柱连接到检测器或检测器转换接头上。用手拧紧螺母。
- 12 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈（对 1/8 英寸色谱柱）或 3/4 圈（对 1/4 英寸色谱柱）。
- 13 根据填充柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。通常情况下：
 - 2-毫米内径玻璃色谱柱或 1/8-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 20 至 30 mL/min
 - 4-毫米内径玻璃色谱柱或 1/4-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 50 至 60 mL/min
- 14 恢复分析方法。
 - 对于 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即将铷珠电压设置为 0.0。
- 15 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 NPD 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 16 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。

在检测器接头上安装填充柱转换接头

1 备齐下列各项：

- 7/16 英寸、9/16 英寸和 1/2 英寸扳手
- 聚酰亚胺 / 石墨密封圈（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
- 黄铜色谱柱螺母
- 无毛手套
- 转换接头。

从下述零件列表之一中选择合适的转换接头：

- 用于 FID 的消耗品和零件（填充柱只能安装在可转接 FID 上。）
- 用于 TCD 的消耗品和零件
- 用于 NPD 的消耗品和零件
- 用于 FPD 的消耗品和零件
- 对于 uECD，1/4-英寸填充柱不需要转换接头。对于 1/8-英寸填充柱，请参见用于 uECD 的消耗品和零件。

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

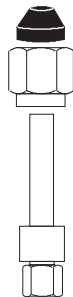
警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

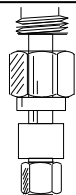
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

3 为转换接头装配一个螺母和一个密封垫圈。



- 4 将转换接头尽量完全地径直插入至检测器底部。



- 5 将转换接头保持在此位置并用手拧紧螺母。
- 6 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈（对 1/8 英寸色谱柱）或 3/4 圈（对 1/4 英寸色谱柱）。

安装玻璃填充柱

- 1 备齐下列各项：
 - 9/16 英寸扳手
 - 两个 1/4 英寸黄铜螺母（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 两个 1/4 英寸聚酰亚胺 / 石墨密封圈
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 为色谱柱的两端分别装配一个黄铜螺母和一个聚酰亚胺/石墨密封圈。



玻璃色谱柱必须被同时插入进样口和检测器，并沿和柱箱门平行的方向安装。在老化色谱柱时，切勿将色谱柱连接到检测器。

- 4 如果老化色谱柱，则将色谱柱一直插入至吹扫填充进样口的底部。将色谱柱抽出 1 至 2 毫米。用手拧紧进样口色谱柱螺母。（请参见第 97 页上的“老化填充色谱柱”。）

小心

过度拧紧色谱柱螺母或将其强行上紧至进样口或检测器底部都可能造成色谱柱破损。

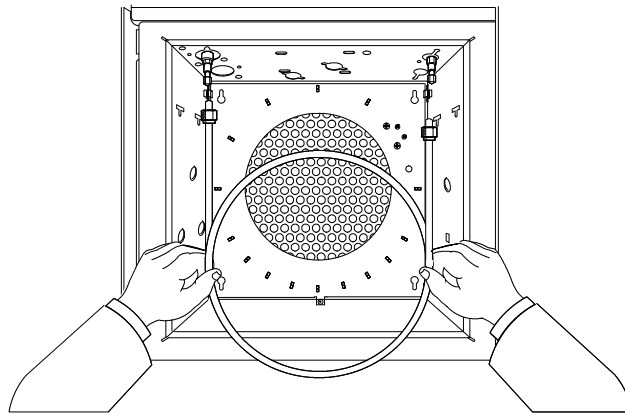
5 用扳手将进样口色谱柱螺母拧紧 1/4 圈。

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

6 老化完毕后，将色谱柱从进样口上取下。

7 同时将色谱柱插入进样口和检测器接头，但切勿强行插入。要先将色谱柱较长一端插入位于柱箱一角的进样口。



8 同时从进样口和检测器两侧将色谱柱抽出 1 至 2 毫米。用手拧紧两个色谱柱螺母。

小心

过度拧紧色谱柱螺母或将其强行上紧至进样口或检测器底部都可能造成色谱柱破损。

9 用扳手将两个螺母拧紧 1/4 圈。

10 按 **[Config]**（配置）、**[Column 1]**（色谱柱 1）或 **[Column 2]**（色谱柱 2），在 **Length**（长度）或 **Diameter**（内径）中输入 **0.00**，并识别连接色谱柱的进样口和检测器。

11 根据填充柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。通常情况下：

- 2-毫米内径玻璃色谱柱或 1/8-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 20 至 30 mL/min
- 4-毫米内径玻璃色谱柱或 1/4-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 50 至 60 mL/min

12 恢复分析方法。

- 对于 FPD，请立即熄灭火焰。
- 对于 NPD，请立即将铷珠电压设置为 0.0。

- 13 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 NPD 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 14 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。

老化填充色谱柱

1 备齐下列各项：

- 毛细管色谱柱转换接头、色谱柱螺母，无孔密封垫圈（用于 FID 和 NPD）或 1/8 英寸 Swagelok 端盖（用于 TCD 和 FPD）
- 两把 7/16 英寸扳手
- 1/4 英寸开口扳手
- 无毛手套

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

3 在进样口内安装合适的衬管并连接色谱柱。（请参见第 90 页上的“安装金属填充柱”。）

4 通过毛细管色谱柱转换接头、无孔密封垫圈和色谱柱螺母（FID 和 NPD）或 1/8 英寸 Swagelok 端盖（FPD 和 TCD）盖上检测器接头。

5 根据填充柱制造商的建议或按照如下流量输入载气流：

- 2-毫米内径玻璃色谱柱或 1/8-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 20 至 30 mL/min
- 4-毫米内径玻璃色谱柱或 1/4-英寸外径金属色谱柱的吹扫流速为 50 至 60 mL/min

6 将柱箱温度缓慢提升至色谱柱的老化温度。该老化温度决不能高于色谱柱的最高温度限制；通常低于此温度限制 30 °C 就足够了。

6 维护吹扫填充进样口

- 7 以最终温度连续老化一夜。在打开载气流的情况下将柱箱冷却至室温。
- 8 将色谱柱连接至检测器并维持已设置的载气流。（请参见第 90 页上的“安装金属填充柱”。）

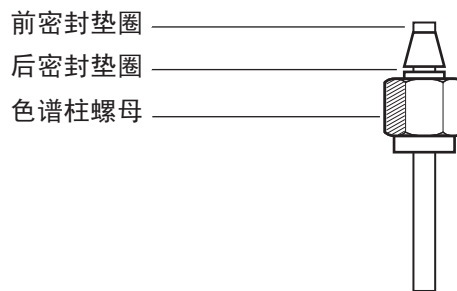
在金属填充柱上安装密封垫圈

- 1 备齐下列各项：
 - 扳手
 - 不锈钢 Swagelok 螺帽，1/4 或 1/8 英寸外径
 - 黄铜接头套管螺母和密封垫圈组（请参见第 68 页上的“用于吹扫填充进样口的消耗品和零件”。）
 - 无毛手套
- 2 确保色谱柱末端切割平整，同时没有毛刺和变形。
- 3 将接头固定在台钳上。

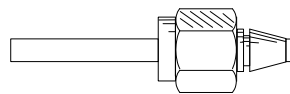
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

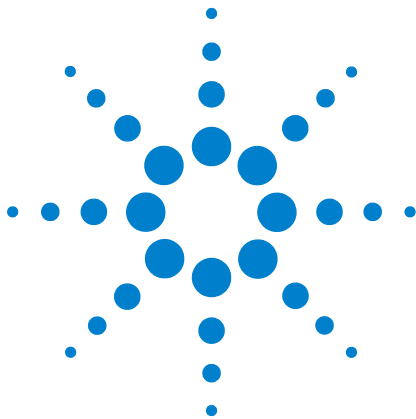
- 4 为色谱柱装配一个 Swagelok 螺母和密封垫圈。



- 5 将色谱柱完全插入台钳固定口，然后抽出 1 至 2 毫米。用手拧紧螺母。
- 6 再用扳手将螺母拧紧 3/4 圈（对 1/8 英寸色谱柱）或 1-1/4 圈（对 1/4 英寸色谱柱）。
- 7 从台钳固定口上旋松色谱柱螺母，取下色谱柱。应在正确放置色谱柱后立即将密封垫圈安放到色谱柱上。



6 维护吹扫填充进样口



7 维护 COC 进样口

- 用于 COC 进样口的消耗品和零件 102
- COC 进样口的零件分解图 106
- 安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱 107
- 检查 COC 进样口上的进样针针头和色谱柱的尺寸 110
- 更换 COC 进样口上的隔垫 112
- 在 COC 进样口上安装插件 114
- 清洁 COC 进样口 116
- 更换 7693A 进样器针头支撑导向器 118
- 更换 7683B 进样器中的针头支持组件 119
- 更换进样针中的针头 122
- 更换进样针（用于 COC 进样口）中的熔融石英针头 123
- 烘烤去除来自 COC 进样口的污染物 125



用于 COC 进样口的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见有关消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新的信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 12 用于在 0.53 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件

色谱柱类型	部件号
插件，内径为 0.53 毫米的熔融石英柱	19245-20580 (无环)
隔垫螺母，530 μm	G1545-80520
进样针针筒 (带有可取下的针头)，5 微升	5182-0836
针头，530 微米 (3 个 / 包)	5182-0832
推杆按钮 (10 个 / 包)，用于通过使用进样针针管 5182-0836 进行的手动进样	5181-8866
柱头插件弹簧	19245-60760
用于 7683B 进样器的针头支持组件，530 微米	G2913-60977

表 13 用于在 0.53 毫米镀铝色谱柱上进样的推荐零件

色谱柱类型	部件号
插件，内径为 0.53 毫米的镀铝柱	19245-20780 (4 个环)
隔垫螺母，530 μm	G1545-80520
进样针针筒 (带有可取下的针头)，5 微升	5182-0836
针头，530 微米 (3 个 / 包)	5182-0832
推杆按钮 (10 个 / 包)，用于通过使用进样针针管 5182-0836 进行的手动进样	5181-8866
柱头插件弹簧	19245-60760
用于 7683B 进样器的针头支持组件，530 微米	G2913-60977

表 14 用于在 0.32 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件

色谱柱类型	部件号
插件，内径为 0.32 毫米的熔融石英柱	19245-20525 (5 个环)
隔垫螺母，250/320 微米	19245-80521
进样针针筒（带有可取下的针头），5 微升	5182-0836
针头，320 微米 (3 个 / 包)	5182-0831
推杆按钮 (10 个 / 包)，用于通过使用进样针针管 5182-0836 进行的手动进样	5181-8866
柱头插件弹簧	19245-60760
用于 7683B 进样器的针头支持组件，250/320 微米	G2913-60978

表 15 用于在 0.25 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件

色谱柱类型	部件号
插件，内径为 0.25 毫米	19245-20515 (6 个环)
隔垫螺母，250/320 微米	19245-80521
进样针针筒（带有可取下的针头），5 微升	5182-0836
针头，250 微米 (3 个 / 包)	5182-0833
推杆按钮 (10 个 / 包)，用于通过使用进样针针管 5182-0836 进行的手动进样	5181-8866
柱头插件弹簧	19245-60760
用于 7683B 进样器的针头支持组件，250/320 微米	G2913-60978

表 16 用于在 0.2 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件

说明	部件号 / 数量
插件，内径为 0.20 毫米的熔融石英柱	19245-20510
冷却塔组件	19320-80625
用于熔融石英针头的进样针针管，10 微升	9301-0658
备用的熔融石英针头，0.18 毫米	19091-63000 (6 个 / 包)

表 16 用于在 0.2 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件（续）

说明	部件号 / 数量
用于熔融石英进样针的备用 PTFE 密封垫圈	0100-1389
可取下的不锈钢针头进样针，10 微升	5182-9633
备用不锈钢针头，0.23 毫米	5182-9645（3 个 / 包）
柱头插件弹簧	19245-60760

表 17 推荐用于 COC 进样口的隔垫

说明	部件号 / 数量
用于 0.53 毫米和 0.25/0.32 毫米隔垫螺母	
用于手动 / 自动进样的 5 毫米实心隔垫	5181-1261
5 毫米长寿命隔垫	5183-4762（50 个 / 包）
5 毫米高级绿色隔垫	5183-4760（50 个 / 包）
5 毫米耐高温、气密性好的隔垫	5183-4758（50 个 / 包）
用于自动进样的 5 毫米有孔隔垫	5181-1260（25 个 / 包）
用于鸭嘴形隔垫	
仅用于手动进样的鸭嘴形隔垫（必须使用带有鸭嘴的冷却塔）	19245-40050（10 个 / 包）

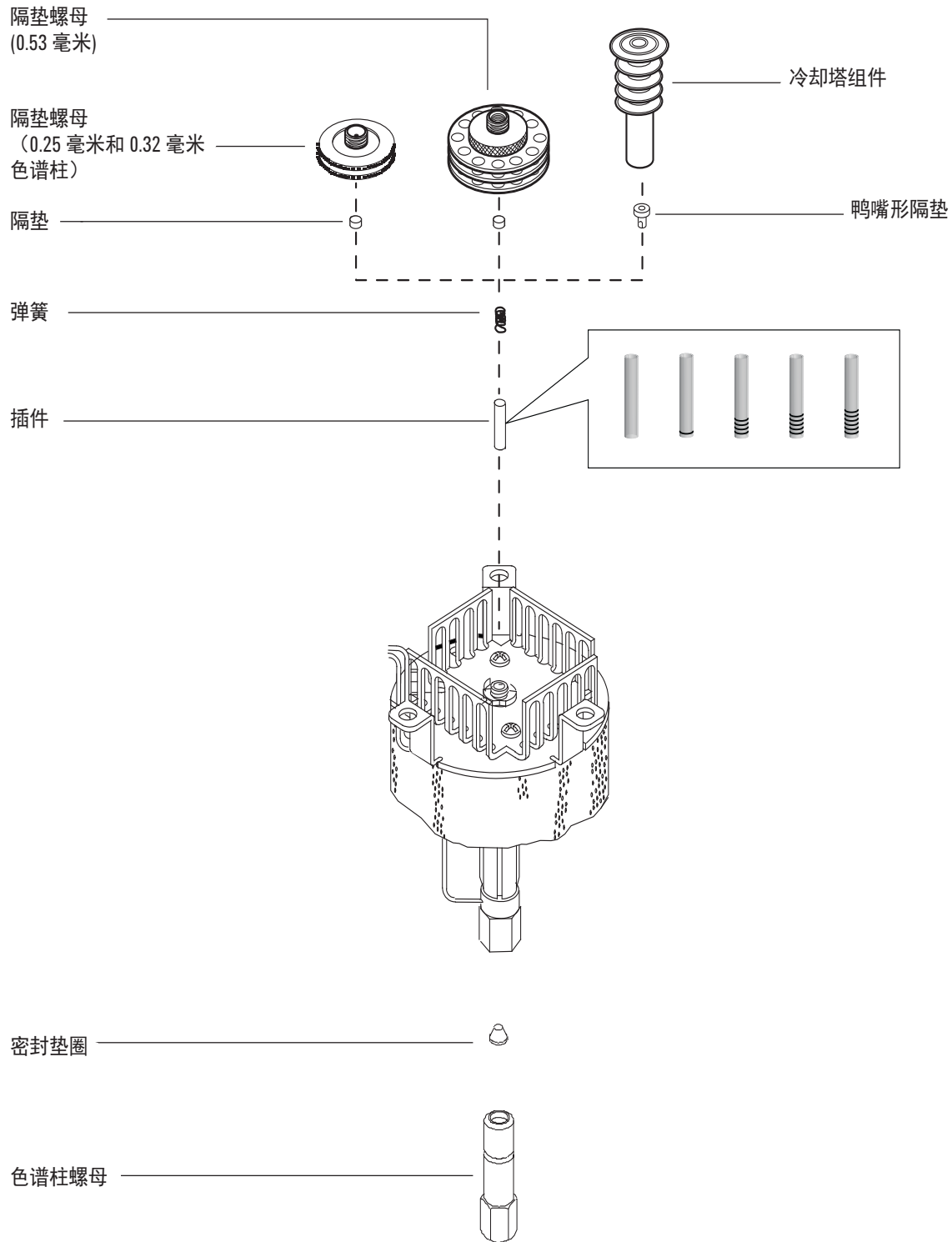
表 18 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3512（10 个 / 包）
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773（10 个 / 包）
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118（10 个 / 包）
	手紧色谱柱螺母（0.53 毫米的色 谱柱）	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293

表 18 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的 毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的 毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

CO₂ 进样口的零件分解图



安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱

- 1 备齐下列各项：
 - 色谱柱螺母和密封垫圈（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸和 5/16 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

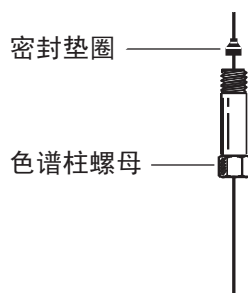
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

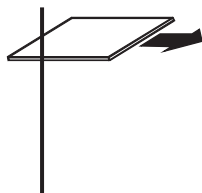
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

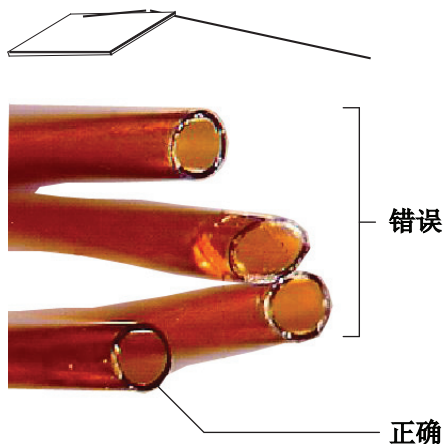
- 3 安装色谱柱之前，请确保已正确安装适合针头和色谱柱的插件。（请参见第 114 页上的“在 COC 进样口上安装插件”。）
- 4 将毛细管色谱柱螺母和垫圈安装到色谱柱上。



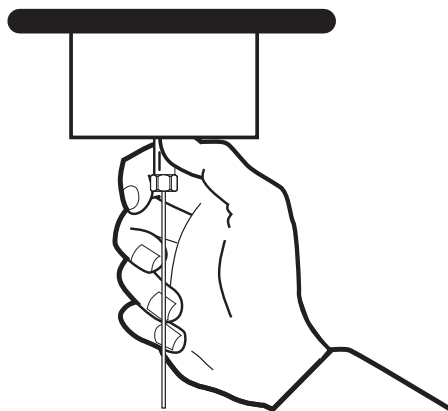
- 5 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 6 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 7 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
8 轻轻地将色谱柱插入进样口，直到插入到底部。在推到色谱柱上时，应该会感觉到弹簧张力。（请勿抽出色谱柱。）
9 将色谱柱螺母插入进样口接头，并用手拧紧。



警告

为避免进样口发生弯曲，应始终使用两把扳手。用一把 5/16 英寸扳手夹紧进样口，同时用另一把 1/4 英寸扳手来紧固色谱柱螺母。

- 10 用扳手将色谱柱螺母再拧紧 1/4 圈，或者直到色谱柱不移动为止。
- 11 如果对 0.25 毫米或 0.32 毫米色谱柱使用自动进样系统，则请通过手动将进样针插入进样口对色谱柱的安装进行确认。
- 12 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 13 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）
- 14 将色谱柱安装到检测器中。请参见：
 - 将毛细管色谱柱安装到 FID 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中
 - 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中
- 15 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
- 16 恢复分析方法。
 - 对于 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即将铷珠电压设置为 0.0。
- 17 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 NPD 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 18 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 19 重置色谱柱 EMF 计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

检查 COC 进样口上的进样针针头和色谱柱的尺寸

- 1 备齐下列各项：
 - 插件（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）
 - 进样针针头
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

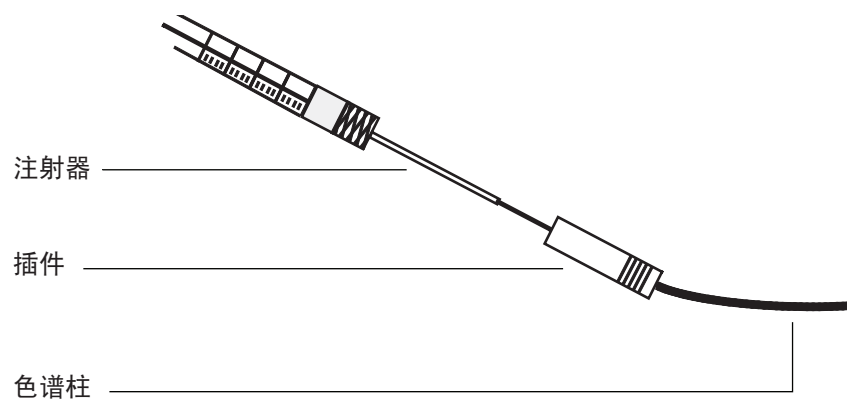
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 检查针头的尺寸是否正确适合所需的色谱柱内径。如果需要，请使用以下正确尺寸之一更换针头。请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”和第 122 页上的“更换进样针中的针头”或第 123 页上的“更换进样针（用于 COC 进样口）中的熔融石英针头”。
- 4 根据色谱柱尺寸确定合适的插件。（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）使用与进样针针头相同尺寸的插件来验证希望使用的色谱柱的尺寸是否合适。
- 5 净切削色谱柱末端。（请参见第 107 页上的“安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱”。）
- 6 将色谱柱插入插件的一端。



- 7 从插件的另一端将进样针针头插入色谱柱。针头应该顺利进入色谱柱，没有任何阻碍物。如果针头不能轻易插入色谱柱，则将插件前后倒置以验证针头和色谱柱。

更换 COC 进样口上的隔垫

1 备齐下列各项：

- 备用隔垫。（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）
- 镊子
- 一根用于将隔垫从进样口取下的细金属丝（直径为 0.2 英寸）
- 无毛手套

2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

小心

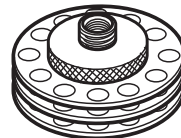
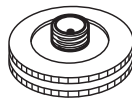
应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

3 更换隔垫。

- 如果要更换隔垫螺母中的隔垫，则握紧花纹边，然后将螺母旋下。使用镊子将旧的隔垫取下。使用镊子，安装一个新的隔垫。将隔垫按入隔垫螺母中，直到就位。拧紧螺帽。

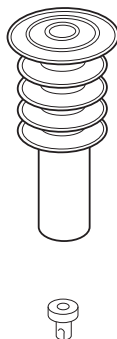
用于自动进样
250/320 μm

用于自动进样
530 μm



- 如果要更换冷却塔中的隔垫，则抓紧冷却塔的三个环，然后将其旋下。取下冷却塔时，弹簧和鸭嘴形隔垫可能会弹出进样口。请小心，不要将它们弄丢。如果它们没有弹出来，则使用细金属丝将它们从进样口中取出。将备用鸭嘴形隔垫插入弹簧并放入进样口。重新接上冷却塔组件，然后用手拧紧。

为手动进样 200 μm （使用熔融石英针）



- 4 进样之前，请使用相应尺寸的进样针检查整个组件的对齐情况。
- 5 恢复分析方法。
- 6 重置隔垫 EMF 计数器。请参见*操作手册*中的[重置 EMF 计数器](#)。

在 COC 进样口上安装插件

- 1 备齐下列各项：
 - 无毛手套
 - 备用插件。（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

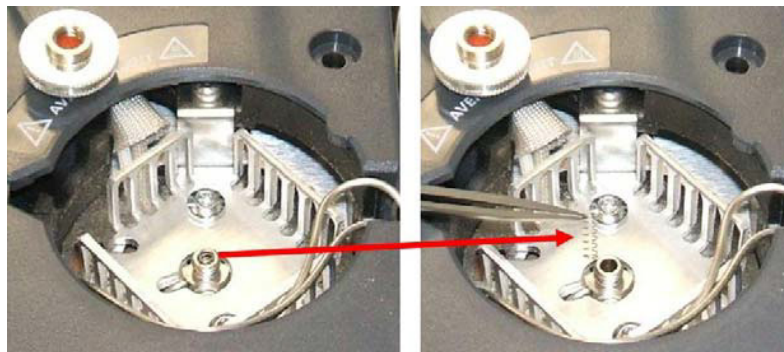
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将色谱柱从进样口取下。
- 4 找到隔垫螺母或进样口顶部的冷却塔组件，并将其取下。如果隔垫仍附在隔垫螺母中，除非希望更换隔垫，否则不要取下它。如有必要，用新的隔垫或鸭嘴更换现有的隔垫或鸭嘴。（请参见第 112 页上的“[更换 COC 进样口上的隔垫](#)”。）
- 5 使用提取丝（或镊子）将弹簧从进样口取出，并将弹簧放在一边。请小心，不要弄丢或损坏它，因为要使用弹簧将新的插件保持在适当的位置。



- 6 通过使用金属丝或色谱柱轻轻地从下面推出现有插件，将它从进样口中取出。保存好插件备用。



- 7 检查插件的尺寸是否既适合针头又适合色谱柱。（请参见第 110 页上的“检查 COC 进样口上的进样针针头和色谱柱的尺寸”。）
- 8 将新的插件笔直地从进样口顶部放入进样口。在端部安装插件。
- 9 将弹簧安装在插件顶部。
- 10 安装隔垫和隔垫螺母或鸭嘴形隔垫和冷却塔组件，然后用手拧紧。
- 11 安装色谱柱。（请参见第 107 页上的“安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱”。）

清洁 COC 进样口

- 1 备齐下列各项：
 - 1/4 英寸和 5/16 英寸扳手
 - 清洗水浴
 - 水性清洁剂
 - 蒸馏水
 - 甲醇
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

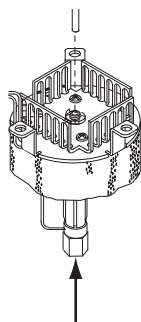
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 取下色谱柱。
- 4 取下隔垫螺母或冷却塔，然后取下隔垫。
- 5 通过使用金属丝或色谱柱轻轻地从下面推出现有插件，将它从进样口中取出。保存好插件备用。

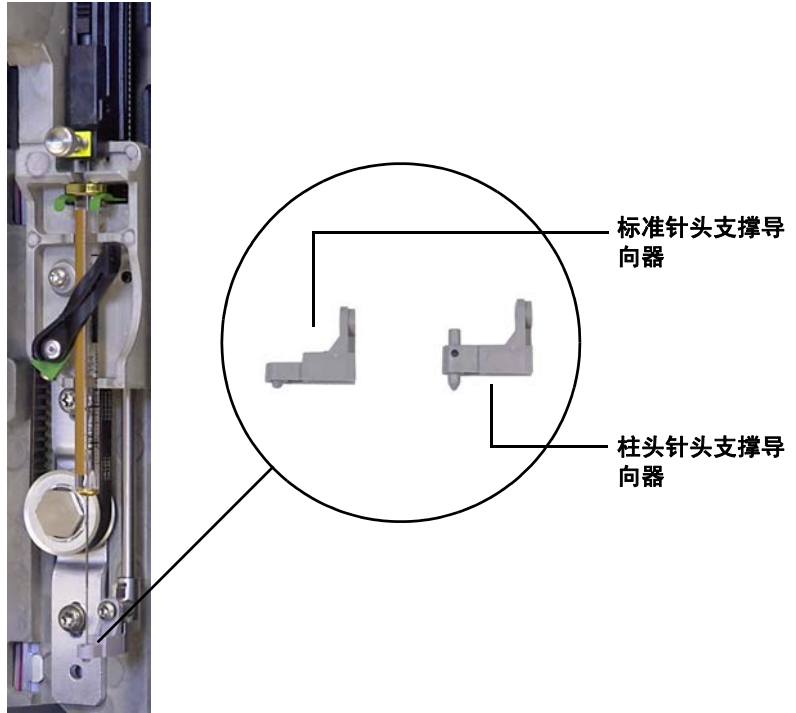


- 6 将水性清洁剂注入超声波清洗水浴，并将弹簧和插件放入里面。超声清洗 1 分钟。
- 7 排出水性清洁剂，并将蒸馏水注入水浴。超声清洗 1 分钟。
- 8 从水浴中取出弹簧和插件，并用水和甲醇进行彻底清洗。
- 9 使用已压缩的空气或氮气风干弹簧和插件。
- 10 安装插件。（请参见第 114 页上的“在 COC 进样口上安装插件”。）
- 11 安装色谱柱。（请参见第 107 页上的“安装具有 COC 进样口的毛细管色谱柱”。）

更换 7693A 进样器针头支撑导向器

在使用 7693A ALS 向 COC 进样口进样之前，请安装柱头针头支撑导向器。

有关完整的详细信息，请参考 [7693A ALS 文档](#)。



- 1 打开进样器门。
- 2 取下进样针。
- 3 朝着顶部滑动进样针支架。
- 4 从支撑底座完全卸下 T-10 Torx 螺丝。注意不要让螺丝掉入转盘组件中。
- 5 滑出支撑底座。
- 6 滑入新的支撑底座。
- 7 更换 T-10 Torx 螺丝并拧紧。
- 8 安装适当的进样针。
- 9 关闭进样器门。
- 10 对齐进样器。

更换 7683B 进样器中的针头支持组件

- 1 备齐用于 530 微米或 250/320 微米色谱柱上进样的 7683B 针头支持组件。



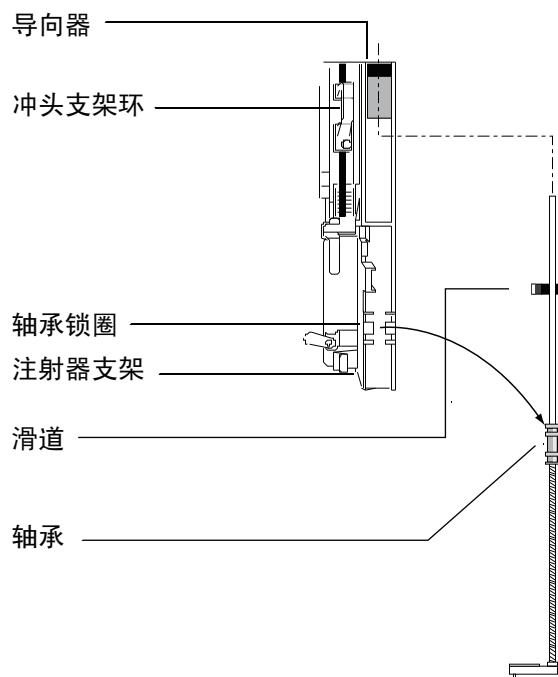
50 µm/320 µm
(2913-60978)



530 µm
(标准, G2913-60978)

- 2 从转盘上取下所有样品瓶，并从 GC 上断开进样器电缆的连接。
- 3 打开进样器门。
- 4 取下进样针。
- 5 将手指插入针头支持组件上靠近轴承的轴下面，轻轻地拉动轴，将轴承从进样针支架中的轴承锁圈上松开。

7 维护 COC 进样口

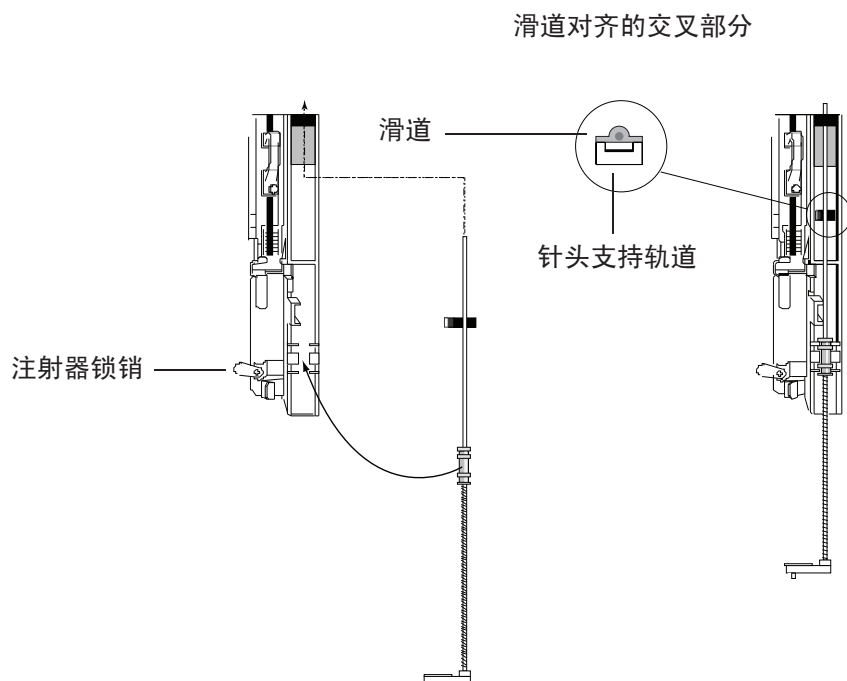


小心

因为组件很容易被弯曲，所以不要使用组件的金属轴拉组件。

- 6 小心使用轴承以向下拉动杆，直到可以将组件举过进样针支架。
- 7 要安装针头支持组件，请用您的右手将杆的上端插入指向冲头支架环右侧的塑料导向器中。

- 8 旋转针头支持组件，这样可以使滑动导向器平的一面朝上，进样针支架轨道朝下。



- 9 将带有塑料轴承锁圈的针头支持组件上的轴承调整到进样针锁销的右侧，并且轻轻地按轴承直到组件砰然卡入位为止。

小心

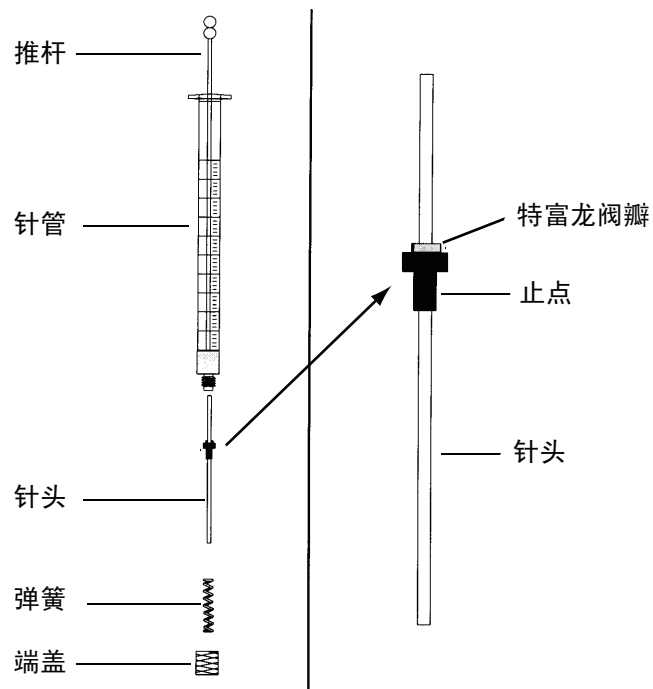
安装过程中请小心，不要弯曲针头。

不要操作没有进样针或调整探头的进样器，因为铰接锁销会干扰电机并卡住进样针支架。

- 10 安装进样针。

更换进样针中的针头

- 1 备齐下列各项（请参见表 15，第 103 页上的“用于在 0.25 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件”。）：
 - 进样针针管
 - 针头，250/320 微米
- 2 旋下进样针针管端盖并取下弹簧。
- 3 确保针头有 PTFE 阀瓣（如下所示）。如果进样针针管没有 PTFE 阀瓣，则按照进样针盒中的说明将针头包起来。



- 4 检查新针头在运输过程中是否插入了细丝。如果插入细丝，请将其取下。
- 5 将弹簧和端盖沿着针头取下。
- 6 将针头插入进样针针管。
- 7 将端盖旋回到进样针针管上。

更换进样针（用于 COC 进样口）中的熔融石英针头

注意

熔融石英针和进样针仅与冷却塔和鸭嘴形隔垫配合使用，以便在 200 微米色谱柱上进行手动柱头进样。

1 备齐下列各项：

- 新的熔融石英针（请参见第 102 页上的“用于 COC 进样口的消耗品和零件”。）
- 溶剂

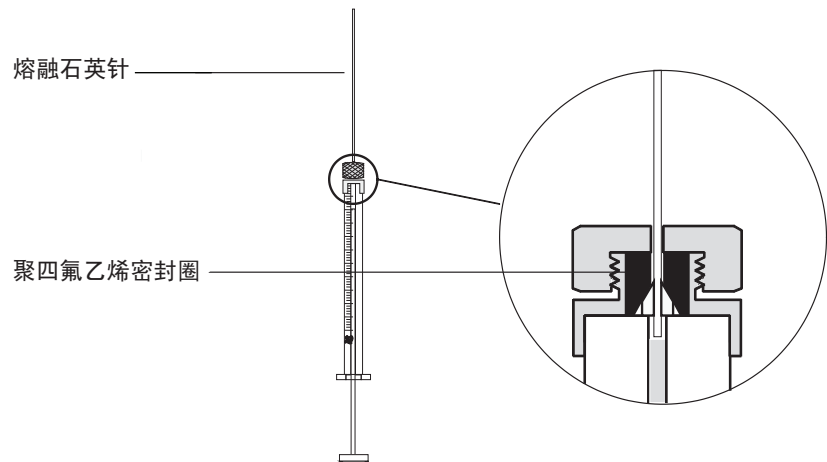
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

2 松开固定螺母并取下旧的针头。

3 垂直地握住进样针并插入新的熔融石英针，这样可以看到进样针针管中的石英针。如果石英针未能插入进样针针管中，则 PTFE 密封垫圈可能被阻塞了。可能需要更换密封垫圈。

4 将推杆推入底部。石英针将会与推杆末端齐平。



5 用手拧紧止动螺帽。轻轻地拉动石英针以确保 PTFE 密封垫圈对石英针已形成密封。如有必要，请进一步拧紧止动螺帽。

7 维护 COC 进样口

- 6 稍微松开止动螺帽，这样针头又可以活动了。
- 7 慢慢地下按进样针推杆直到推杆将针头按到针管末端，然后用手拧紧固定螺母。
- 8 使用溶剂冲洗进样针并检查是否漏水或阻塞。通过进一步拧紧固定螺母可以解决漏水问题。阻塞或严重漏水需要重复此过程。

烘烤去除来自 COC 进样口的污染物

- 1 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 2 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 3 将进样口模式设置为**柱箱跟踪**。
- 4 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 5 将柱温设置为比 GC 方法最高柱温高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 6 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。

7 维护 COC 进样口



8 维护 MMI 进样口

- 用于 MMI 的消耗品和零件 128
- MMI 零件分解图 131
- 安装色谱柱螺母转换接头 132
- 安装具有 MMI 的毛细管色谱柱 133
- 更换 MMI 上的隔垫 137
- 清洗 MMI 的插件组件中的隔垫基座 139
- 更换 MMI 的衬管和“O”形圈 141
- 更换 MMI 的分流口排气管过滤器 144
- 清洁多模式进样口 147
- 烘烤去除来自 MMI 的污染物 149



用于 MMI 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 19 分流、不分流、直接和直接连接进样口衬管

模式	说明	脱活	部件号
分流	低压降，玻璃棉，单锥形，870 微升	是	5183-4647
分流	玻璃棉，990 微升	否	19251-60540
分流模式 — 仅手动	空桶和空杯，800 微升	否	18740-80190
分流模式 — 仅手动	填充桶和杯，800 微升	否	18740-60840
不分流	单锥，玻璃棉，900 微升	是	5062-3587
不分流	单锥，无玻璃棉，900 微升	是	5181-3316
不分流	双锥，无玻璃棉，800 微升	是	5181-3315
无分流 — 直接注射	2 毫米内径，石英，250 微升	否	18740-80220
无分流 — 直接注射	2 毫米内径，250 微升	是	5181-8818
直接注射 — 顶空或吹扫和捕集	1.5 毫米内径，140 微升	否	18740-80200
直接色谱柱连接	单锥，不分流 4 毫米内径	是	G1544-80730
直接色谱柱连接	双锥，不分流 4 毫米内径	是	G1544-80700

表 20 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292

表 20 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100 毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

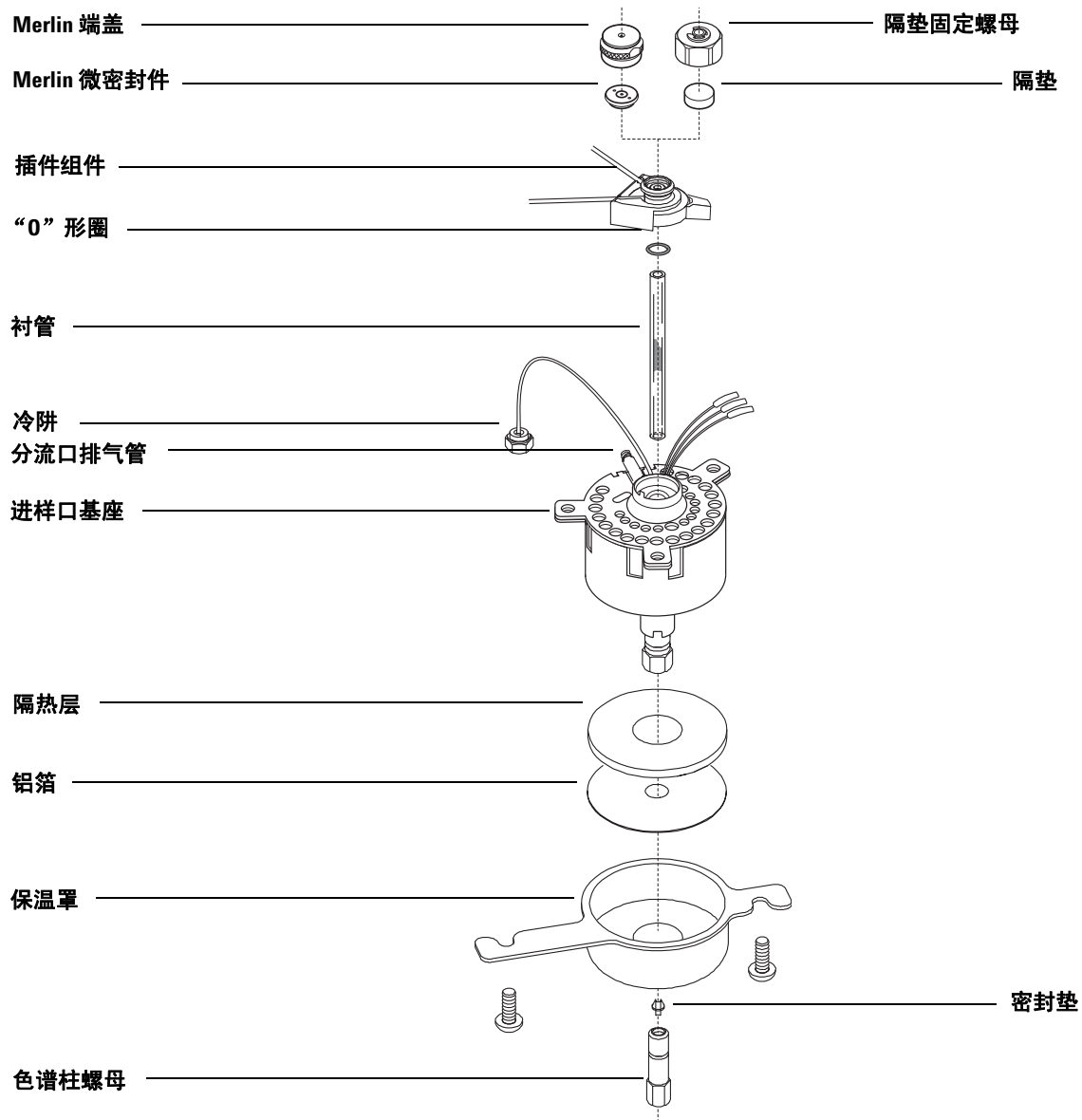
表 21 用于多模式进样口 (MMI) 的其他消耗品和零件

说明 / 数量	部件号
顶空隔垫固定螺母	18740-60830
隔垫固定螺母	18740-60835
11 毫米隔垫, 耐高温, 气密性好, 50 个 / 包	5183-4757
11 毫米隔垫, 预冲孔, 长寿命, 50 个 / 包	5183-4761
Merlin 微密封件隔垫 (高压)	5182-3444
Merlin 微密封件隔垫 (30 psi)	5181-8815
不粘碳氟衬管 “O” 形圈 (适用于最高 350 °C 温度), 10 个 / 包	5188-5365

表 21 用于多模式进样口 (MMI) 的其他消耗品和零件 (续)

说明 / 数量	部件号
分流衬管石墨“O”形圈 (适用于 350 °C 以上温度), 10 个 / 包	5180-4168
不分流衬管石墨“O”形圈 (适用于 350 °C 以上温度), 10 个 / 包	5180-4173
分流口捕集阱 PM 套件, 一盒磁带	5188-6495
色谱柱螺母, 堵头	5020-8294
清洗工具箱, 多模式进样口。(分别包含 5 个摩擦拭子和 5 个棉签)	G3510-60820
色谱柱螺母转换接头	G3510-20018

MMI 零件分解图



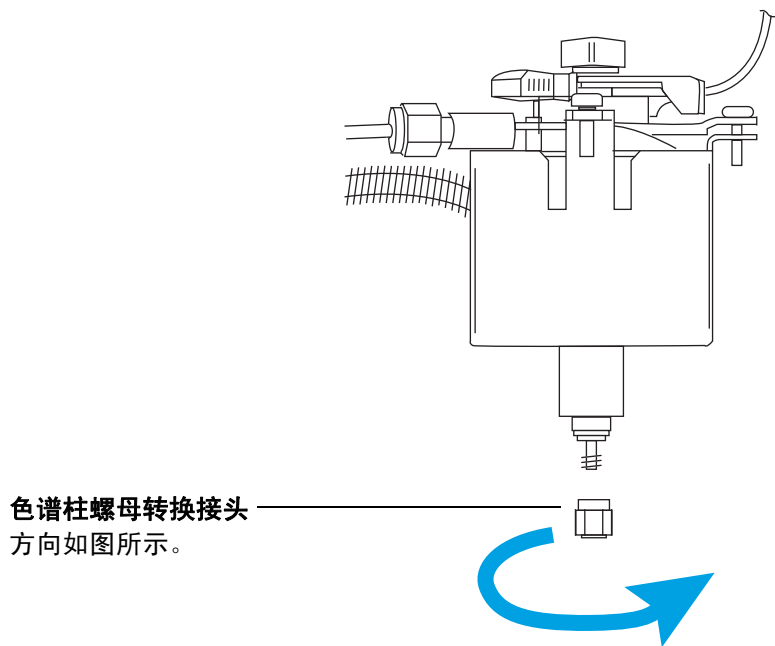
安装色谱柱螺母转换接头

- 1 备齐下列各项（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”）：
 - 色谱柱螺母转换接头
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 GC 变为就绪后，打开 GC 柱箱门。
- 4 将色谱柱转换接头旋到进样口基座上。



螺母必须能够自由旋转，这样才能用于安装色谱柱。

安装具有 MMI 的毛细管色谱柱

警告

老化时，切勿将氢气作为载气！氢气有可能进入柱箱，从而产生爆炸危险。

- 1 备齐下列各项（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”）：
 - 色谱柱
 - 密封垫圈
 - 色谱柱螺母
 - 隔垫
 - 色谱柱切割器
 - 异丙醇
 - 实验室用纸巾
 - 公制直尺
 - 1/4-英寸开口扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

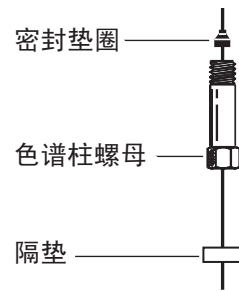
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 确保已正确安装玻璃衬管。（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”。）
- 4 将色谱柱置于吊架上，令其末端朝上，标签朝前。

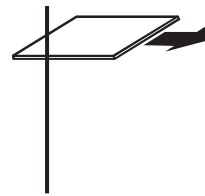
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

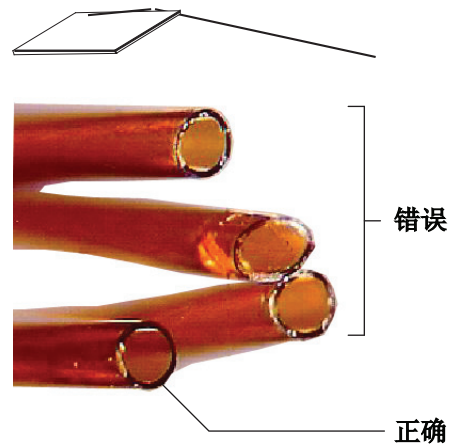
5 将隔垫、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



6 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。

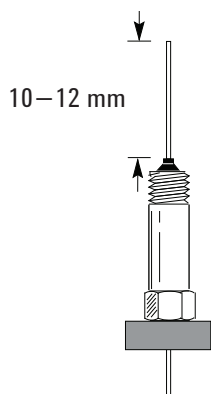


7 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。

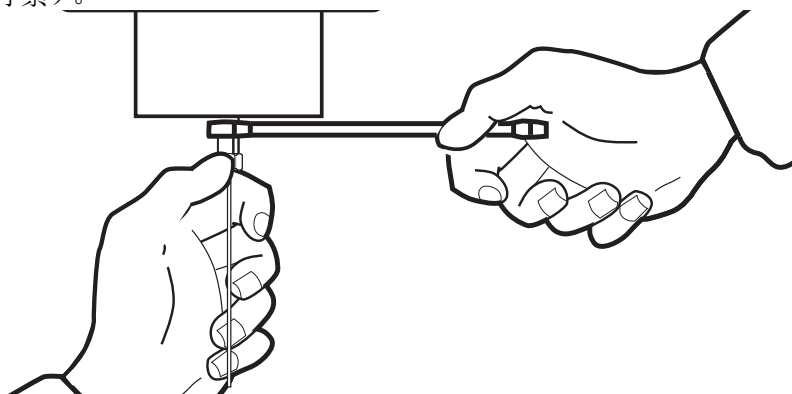


8 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。

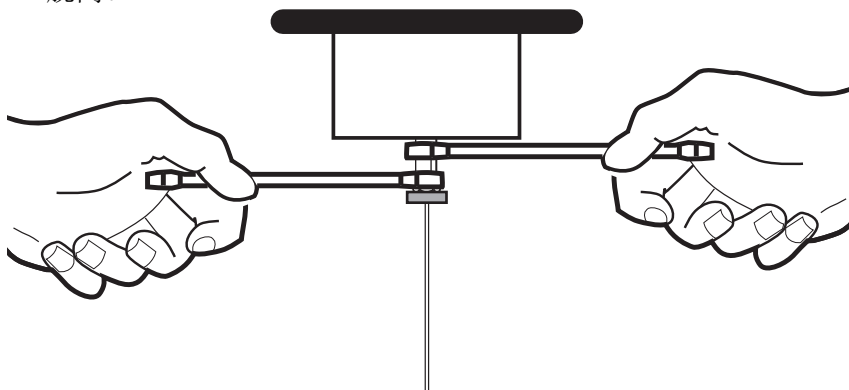
9 调整色谱柱位置，令其伸出密封垫圈末端上方 10 至 12 毫米。沿色谱柱滑动隔垫，将色谱柱螺母保持在此位置。



- 10 使用扳手夹住进样口基座时，将色谱柱螺母旋进进样口（不要拧紧）。



- 11 调整色谱柱位置，令隔垫接触到色谱柱螺母底部。用手拧紧色谱柱螺母，直至其开始夹紧色谱柱。
- 12 使用一个扳手夹住进样口基座，使用第二个扳手将色谱柱螺母再拧紧 1/4 至 1/2 圈，以确保色谱柱不会因轻微压力而从接头上脱离。



- 13 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。

- 14 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）
- 15 将色谱柱安装到检测器中。请参见：
 - 将毛细管色谱柱安装到 FID 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中
 - 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中
- 16 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
- 17 恢复分析方法。
 - 对于 FID 或 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即熄灭铷珠。
- 18 GC 就绪之后再等候 10 分钟，然后点燃检测器火焰或铷珠。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 19 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 20 重置色谱柱 EMF 计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

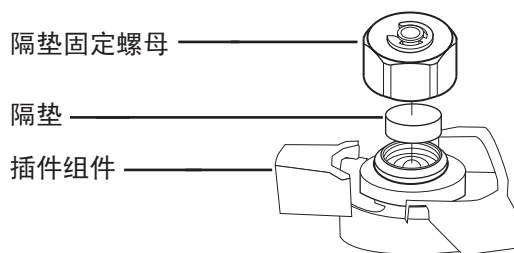
更换 MMI 上的隔垫

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫。（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”。）
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。
- 4 用镊子取下插件组件上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦插件组件内部。



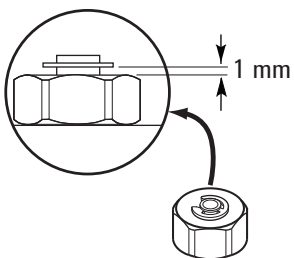
- 5 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。Merlin 微密封件金属零件一侧应朝下（面向柱箱）。



- 6 安上隔垫固定螺母或 Merlin 端盖并用手拧紧。拧紧隔垫固定螺母，直至“C”形圈高出螺母约 1 毫米。

小心

将隔垫螺母拧得过紧将造成污染。



- 7 恢复分析方法。
- 8 重置隔垫 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

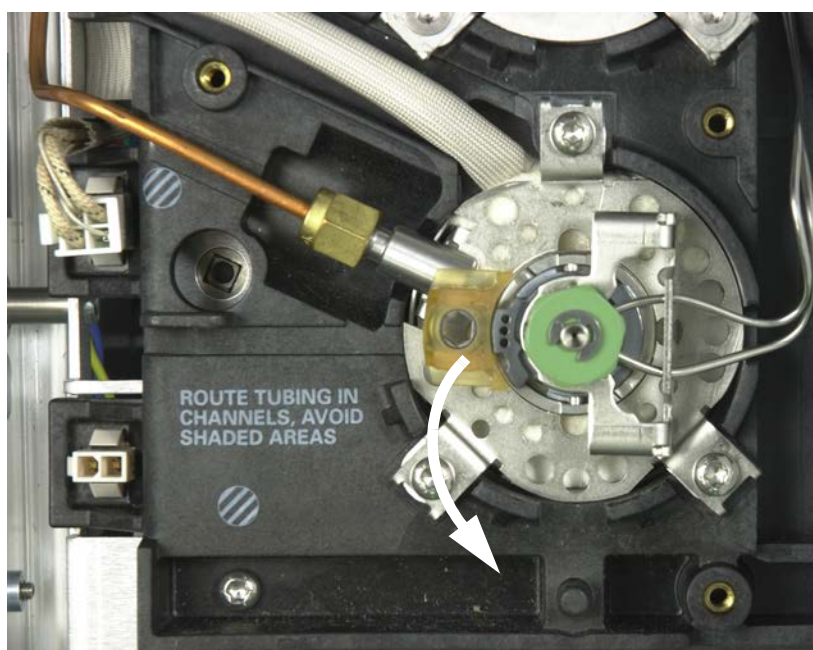
清洗 MMI 的插件组件中的隔垫基座

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”。）
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 0 或 00 级钢棉（可选）
 - 镊子
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

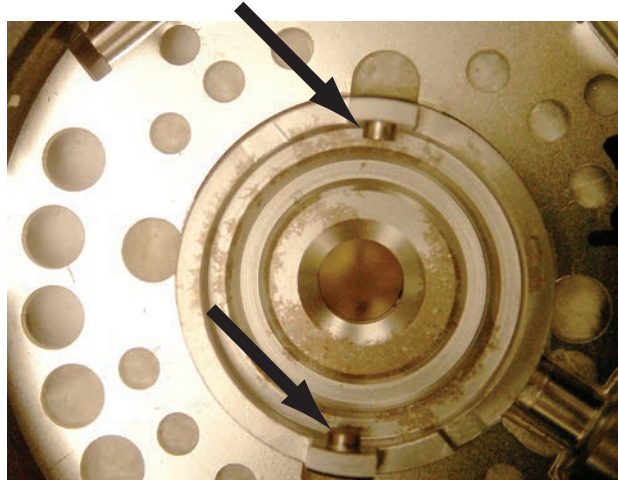
- 3 向前（逆时针）滑动锁定卡口。竖直提起隔垫组件并将其提离进样口，以避免切破或割裂衬管。



- 4 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。

8 维护 MMI 进样口

- 5 用镊子取下固定螺母上的隔垫或 Merlin 微密封件。（请参见第 137 页上的“更换 MMI 上的隔垫”。）
- 6 用镊子和一小片钢棉卷刷去固定螺母和隔垫基座上的残留物。不要在进样口上方进行此操作。
- 7 用压缩空气或氮气吹去钢棉和隔垫碎屑。
- 8 将隔垫组件底部的卡口对准插件组件上的插槽，将卡口按入插槽。向左滑动锁定卡口。



- 9 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。（请参见第 137 页上的“更换 MMI 上的隔垫”。）
- 10 将隔垫固定螺母或 Merlin 端盖安放回原处并用手拧紧。（请参见第 137 页上的“更换 MMI 上的隔垫”。）
- 11 恢复分析方法。
- 12 重置隔垫计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

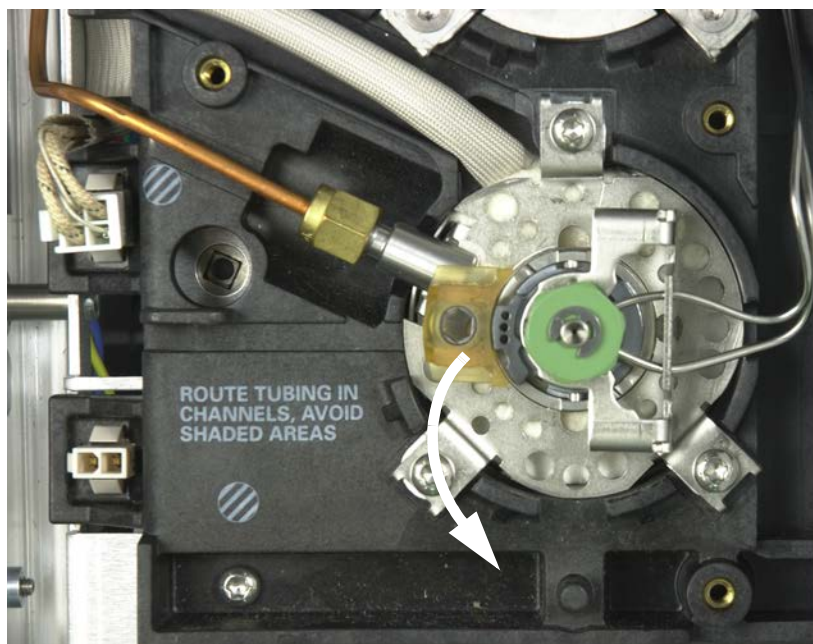
更换 MMI 的衬管和“O”形圈

- 1 备齐下列各项：
 - 备用“O”形圈（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”。）
 - 备用衬管
 - 镊子
 - 六角扳手，用于更换隔垫
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

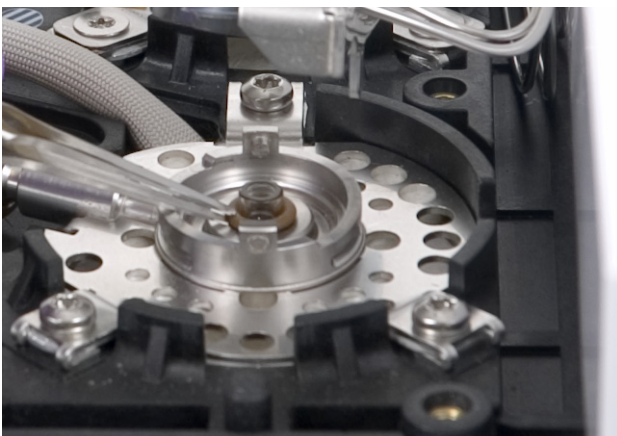
小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 向前（逆时针）滑动锁定卡口。竖直提起隔垫组件并将其提离进样口，以避免切破或割裂衬管。



- 4 用镊子松开密封表面上的“O”形圈。

8 维护 MMI 进样口



5 用镊子夹住衬管，将其拉出。



6 检查密封表面是否有污染。如果需要，使用棉签进行清洁。



如果有可见污染或怀疑存在污染，则清洗进样口。（请参见第 147 页上的“[清洁多模式进样口](#)”。）

清洗密封表面上的“O”形圈。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 7 将新“O”形圈滑到备用衬管上。
- 8 将衬管放回进样口，将其推入，直至衬管接触到密封垫。



- 9 将隔垫组件底部的卡口对准插件组件上的插槽，将卡口按入插槽。向后滑动锁定卡口。
- 10 启动进样口。在加热进样口或色谱柱箱前，先用载气将进样口和色谱柱吹扫 15 分钟。
- 11 烘烤去除污染物。（请参见第 149 页上的“[烘烤去除来自 MMI 的污染物](#)”。）
- 12 恢复分析方法。
- 13 重置衬管计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。
- 14 如果使用的是可选条形码扫描器，则可将衬管信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 15 检查是否有泄漏。

更换 MMI 的分流口排气管过滤器

- 1 备齐下列各项：
 - 新过滤器滤芯。（请参见第 128 页上的“用于 MMI 的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

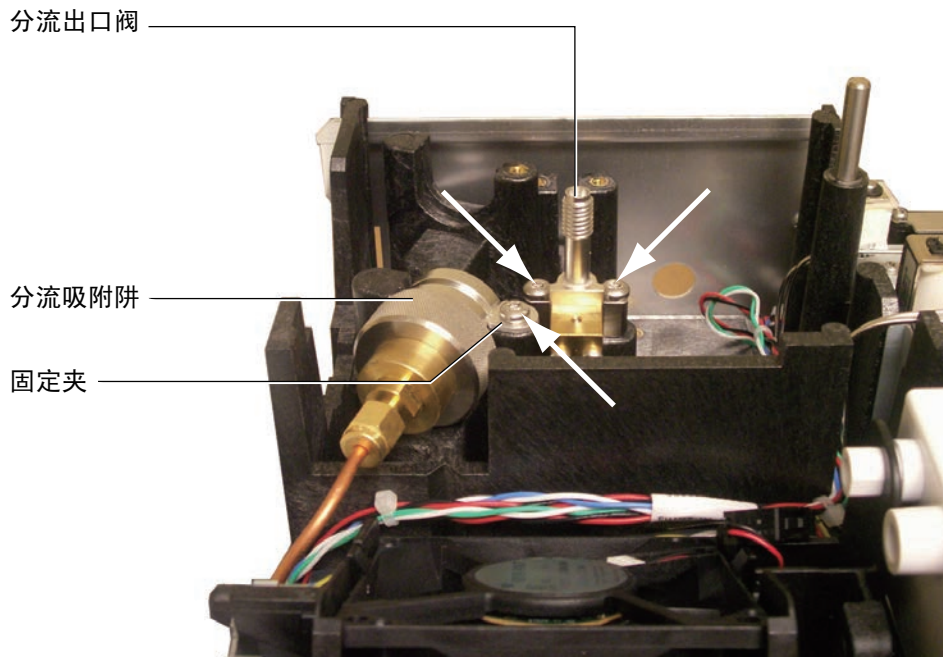
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

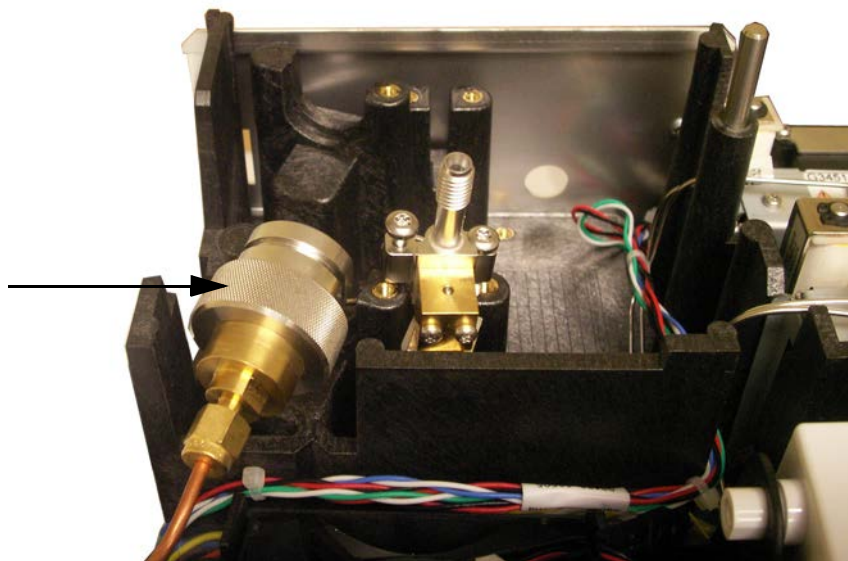
警告

分流口捕集阱中可能残留有注入到 GC 中的样品或其他化学物质。更换捕集过滤柱时，请遵循您公司有关安全处理这些类型物质的程序。

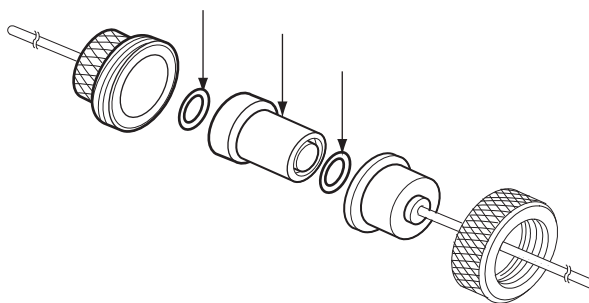
- 3 拆下[气路控制组件盖板](#)（GC 的后顶部）。
- 4 取下固定夹。



- 5 完全松开固定分流口阀的那两颗螺丝。
- 6 将过滤器捕集阱组件和分流口阀从安装支架上一同提起，并旋下过滤器捕集阱组件上的分流口前焊件。注意请勿挤压分流口阀和捕集阱之间的管线。



- 7 取下旧的过滤柱和两个“O”形圈。



- 8 确保新的“O”形圈能够正确地安放在过滤柱上。
- 9 安装新的过滤柱，然后重新组装捕集阱。但不要完全拧紧。
- 10 将过滤器捕集阱组件放入安装支架，安上固定夹。
- 11 安装分流口阀。
- 12 将分流口前焊件完全拧紧到捕集阱上。
- 13 检查是否有泄漏。

8 维护 MMI 进样口

- 14 重置 EMF 计数器。请参见[重置 EMF 计数器](#)。
- 15 恢复分析方法。
- 16 重置分流口捕集阱计数器。
- 17 安装气路控制组件盖板。

清洁多模式进样口

此过程说明如何清洁多模式进样口 (MMI)。根据所使用的进样口模式、所安装的衬管以及样品的清洁度，清洁的频率也从每周一次到每月一次不等。更换衬管后，需要首先对进样口底部进行目视检查。在注入较脏的样品（如食物提取物或固体废料时）时，在进样口底部会累积一小圈物质。对于较脏的样品，可以尝试计划每两周清洁一次；对于干净的样品，可每两个月或根据需要清洁一次。

1 备齐下列各项：

- 清洗工具箱，多模式进样口 (G3510-60820)。分别包含 5 个摩擦拭子和 5 个棉签。
- 清洗溶剂（至少 25 毫升的丙酮、异丙醇或己烷，具体由最适合样品基质的溶剂而定）。
- 100 毫升烧杯或类似容器，以接住冲洗下来的溶剂。

2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

3 关闭 GC。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

4 拆下进样口衬管。（请参见第 141 页上的“[更换 MMI 的衬管和“O”形圈](#)”。）

5 将色谱柱从进样口取下。（请参见第 133 页上的“[安装具有 MMI 的毛细管色谱柱](#)”。）

6 将玻璃烧杯或其他容器放进 GC 柱箱中，放在 MMI 进样口下方，用于接住从进样口主体滴下来的任何溶剂。

- 7 将棉签在溶剂中蘸湿，反复擦拭进样口底部密封圈内侧，以去除从 MMI 漏下来的任何物质。如果需要，可以使用棉签清洁进样口的内孔。对于大多数样品，不必进行此操作。棉签使用一次后要丢弃。
- 8 使用干燥的摩擦拭子，将拭子一直放到进样口底部，并适当用力将拭子向前和向后转动，同时使其与 MMI 底部接触（旋转约 20 圈应足够了）。摩擦拭子可使用多次。
- 9 使用第二根用溶剂蘸湿的棉签，擦拭进样口底部以去除任何残留物。根据使用的次数和所使用的最高温度，进样口底部仍会显示某些氧化痕迹（浅棕色）。这是正常的，不会影响进样口性能。重复步骤 3-5（如果需要），去除任何残留的沉淀物。
- 10 使用干净的溶剂冲洗进入体积多次，但不要使进样口内孔过满。将一个容器放在进样口的色谱柱开口下方，以接住从 MMI 底部出来的用过的溶剂。
- 11 将进样口晾干。
- 12 安装衬管和“O”形圈。
- 13 重新安装毛细管色谱柱。
- 14 打开 GC。
- 15 检查是否有泄漏。
- 16 恢复分析方法。

烘烤去除来自 MMI 的污染物

- 1 将进样口改为分流模式。
- 2 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 3 将进样口分流口的流量设置为 200 mL/min。
- 4 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 5 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 6 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常温度高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物（大部分会通过分流口排出）。
- 7 将柱箱的温度设置为比 GC 法的最终柱温高 25 °C，以烘烤去除来自色谱柱的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 8 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。

8 维护 MMI 进样口



9 维护 PTV 进样口

- 用于 PTV 进样口的消耗品和零件 152
- PTV 进样口零件分解图 154
- 安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱 155
- 清洗 PTV 进样口的无隔垫头 158
- 更换 PTV 进样口上的无隔垫头 PTFE 密封垫圈 161
- 更换 PTV 进样口上的隔垫 163
- 清洗 PTV 进样口隔垫头组件中的隔垫基座 165
- 更换 PTV 进样口上的衬管 167
- 更换 PTV 进样口转接头 170
- 更换 PTV 进样口的分流口排气管过滤器 172
- 烘烤去除来自 PTV 进样口的污染物 175



用于 PTV 进样口的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 22 PTV 衬管和密封垫圈

说明	部件号
单阻板, 2 毫米内径, 180 微升, 脱活, 玻璃棉	5183-2038
单阻板, 2 毫米内径, 200 微升, 脱活	5183-2036
多阻板, 1.5 毫米内径, 150 微升, 脱活	5183-2037
多孔玻璃, 1.5 毫米内径, 150 微升, 脱活	5183-2041
用于衬管的 Graphpak 3D 密封垫圈	5182-9749 (5 个 / 包)
3D 密封垫圈安装工具	G2617-80540

表 23 用于 PTV 进样口的其他消耗品和零件

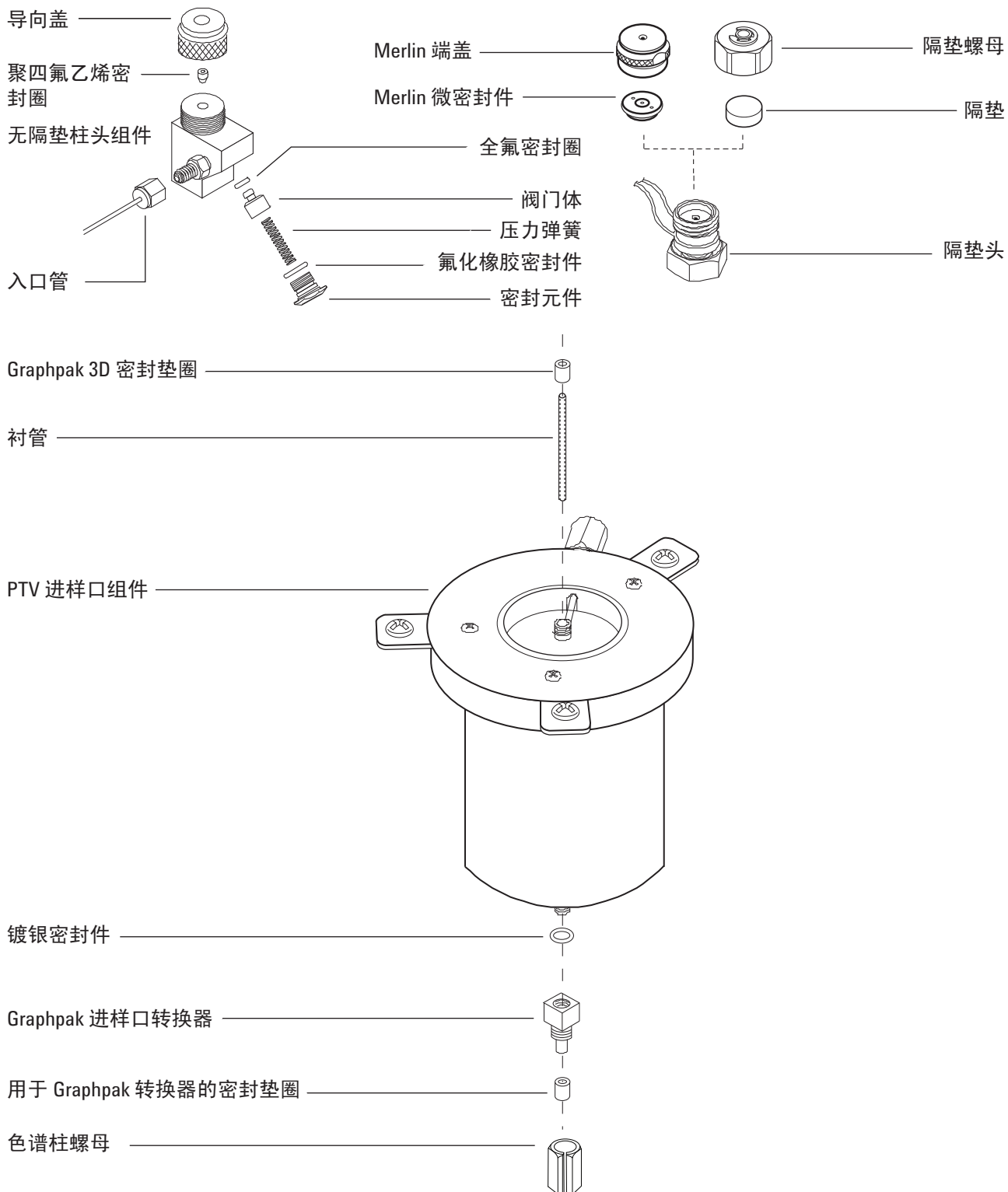
说明	部件号
进样针, 5 微升, 23 号固定针头	9301-0892
进样针, 10 微升, 23 号固定针头	9301-0713
进样针, 50 微升, 23 号固定针头, 用于大体积进样	5183-0318
进样针, 100 微升, 23 号固定针头, 用于大体积进样	5183-2058
分流口捕集阱 PM 套件, 一盒磁带	5188-6495
无隔垫头	
无隔垫头	G2617-60507
PTFE 密封垫圈 (针头密封件)	5182-9748 (10 个 / 包)
无隔垫头修复工具包 (包括 Viton 密封件、全氟密封垫圈和压力弹簧)	5182-9747
无隔垫头载气管	G2617-80550
密封垫圈, 1/16-英寸 PTFE, 用于无隔垫头载气管	0100-1375
隔垫头	
Merlin 微密封件隔垫 (高压)	5182-3444
11 毫米隔垫, 红色	5181-1263 (50 个 / 包)

表 23 用于 PTV 进样口的其他消耗品和零件 (续)

说明	部件号
色谱柱转换接头零件	
镀银密封件	5182-9763 (5 个 / 包)
Graphpak 2M 进样口转换接头, 0.20 毫米内径*	5182-9754
Graphpak 2M 进样口转换接头, 0.25 至 0.33 毫米内径*	5182-9761
Graphpak 2M 进样口转换接头, 0.53 毫米内径*	5182-9762
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.20 毫米内径	5182-9756 (10 个 / 包)
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.25 毫米内径	5182-9768 (10 个 / 包)
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.32 毫米内径	5182-9769 (10 个 / 包)
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.53 毫米内径	5182-9770 (10 个 / 包)
Graphpak 转换接头分流口螺母	5062-3525

* 包括 1 个转换接头、1 个镀银密封件和 1 个分流色谱柱螺母。

PTV 进样口零件分解图



安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱

- 1 备齐下列各项（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”）：
 - 色谱柱
 - Graphpak 2M 密封垫圈
 - 色谱柱螺母
 - 色谱柱切割器
 - 隔垫
 - 异丙醇
 - 实验室用纸巾
 - 公制直尺
 - 5-毫米和 6-毫米扳手
 - 打字机修改液或记号笔一支
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

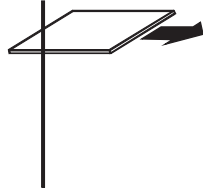
- 3 在安装本色谱柱前，请先安装正确的色谱柱转换接头。（请参见第 170 页上的“更换 PTV 进样口转接头”。）

小心

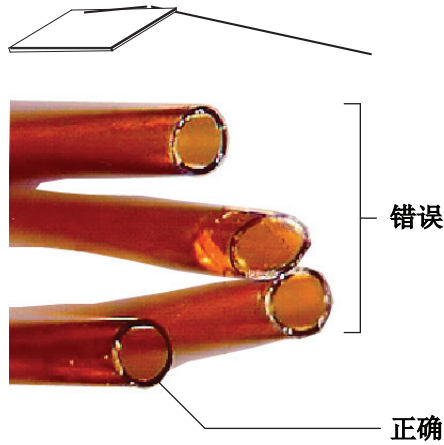
应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 4 将色谱柱置于吊架上，令其末端朝上，标签朝前。
- 5 将一个 Graphpak 2M 密封垫圈放在色谱柱上，令其石墨部分朝上并指向进样口。

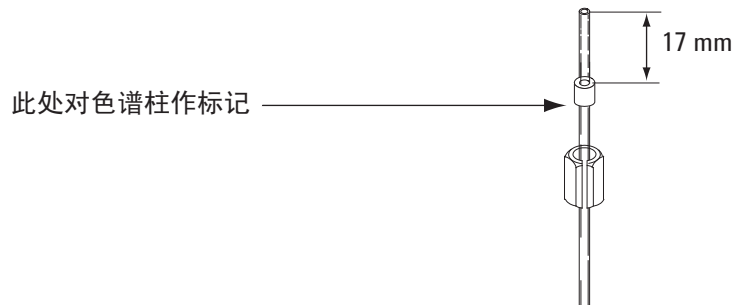
- 6 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 7 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 8 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 9 调整色谱柱位置，使其向上伸出密封垫圈末端 17 毫米。用打字机修改液或标记笔在色谱柱位于密封垫圈后面的部分上作标记。在色谱柱上方滑动螺母。



- 10 将色谱柱插入转换接头并用手拧紧色谱柱螺母。检查螺母中的槽，调整色谱柱，直至标记正确位于 Graphpak 2M 密封垫圈下方。

- 11 再用扳手将色谱柱螺母拧紧 1/8 至 1/4 圈。且勿拧得太紧。
- 12 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 13 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）
- 14 将色谱柱安装到检测器中。请参见：
 - 将毛细管色谱柱安装到 FID 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 NPD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 TCD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 μ ECD 中
 - 将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中
 - 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中
- 15 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
- 16 恢复分析方法。
 - 对于 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即将铷珠电压设置为 0.0。
- 17 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 NPD 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 18 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 19 重置色谱柱 EMF 计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

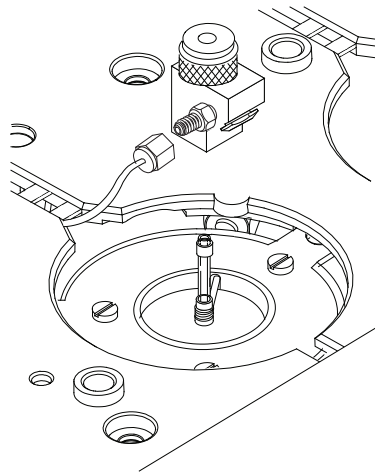
清洗 PTV 进样口的无隔垫头

- 1 备齐下列各项：
 - 带 23 号针头的进样针（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - 无隔垫头修复工具包
 - 己烷
 - 干净无毛的手套
 - 5/16 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。
- 3 断开载气管线。

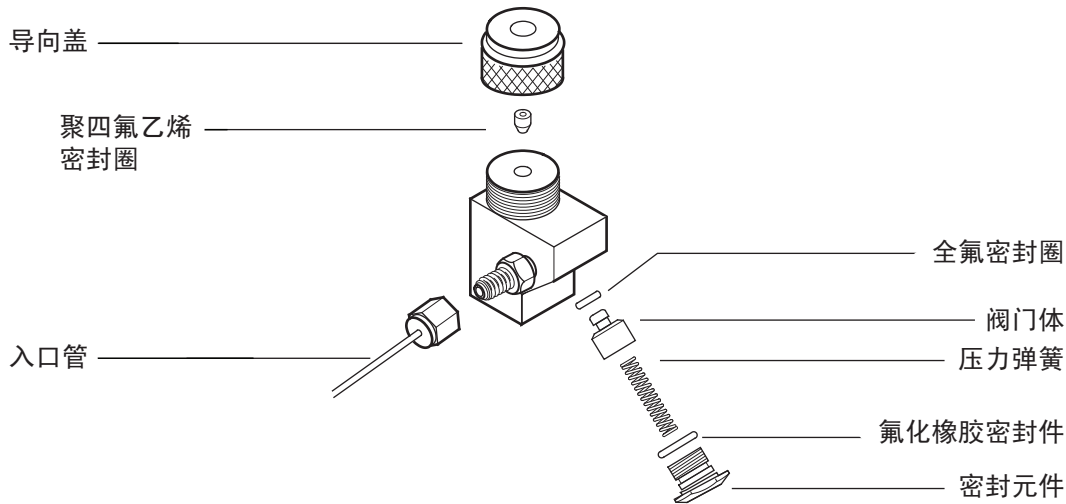
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 4 旋松无隔垫头组件，将其从进样口上取下。



- 5 旋下头部组件上的密封元件，小心取下 Viton 密封件和压力弹簧。



- 6 旋下头部组件上的导向盖，取下 PTFE 密封垫圈。
- 7 将带 23 号针头的进样针小心插入头部，轻轻将阀体和全氟密封垫圈压出头部。
- 8 轻敲头部柔软光滑的表面，令阀体完全掉出或滑出头部组件，以便直接用手拿取。
- 9 拆下阀体上的全氟密封垫圈。
- 10 用己烷清洗所有元件。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 11 更换 PTFE 密封垫圈。（请参见第 161 页上的“[更换 PTV 进样口上的无隔垫头 PTFE 密封垫圈](#)”。）
- 12 戴上干净无毛的手套，按相反顺序重新组装头部组件。确保不要损坏密封件和压力弹簧。
- 13 用手拧紧无隔垫头，然后再用扳手拧紧 1/8 圈。
- 14 重新连接载气管线。
- 15 检查是否存在泄漏；如必要，轻轻拧紧插有进样针针头的导向盖。
 - 如果插有进样针的头部组件存在泄漏，则更换 PTFE 密封垫圈。

9 维护 PTV 进样口

- 如果头部在未插入进样针的情况下发生泄漏，则更换全氟密封垫圈和 Viton 密封件。

16 恢复分析方法。

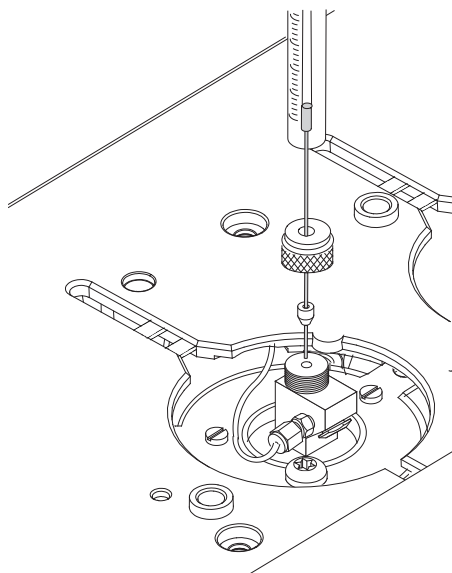
更换 PTV 进样口上的无隔垫头 PTFE 密封垫圈

- 1 备齐下列各项：
 - 带 23 号针头的进样针（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - 备用 PTFE 密封垫圈
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 旋下无隔垫头部组件上的导向盖，取下 PTFE 密封垫圈。
- 4 将导向盖和备用密封垫圈推至进样针针头上方，令针尖露出至少 10 毫米。



- 5 将针头末端导入无隔垫头，直至密封垫圈触到无隔垫头。
- 6 以略松的方式安装导向盖。
- 7 如未配置，则先配置色谱柱。
- 8 将进样口改为**不分流**模式。
- 9 将色谱柱流量设为 5 mL/min，将吹扫流量设为 60 mL/min。

9 维护 PTV 进样口

- 10 在对进样口加压后，按两次 **[Prep Run]**（预运行）。
- 11 观察进样口 **Total Flow**（总流量）。拧紧导向盖，直至 **Total Flow**（总流量）不再增大（典型值为接近 8 mL/min）。
- 12 从进样口上取下进样针并按 **[Stop]**（停止）。
- 13 恢复分析方法。
- 14 重置 EMF 计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。

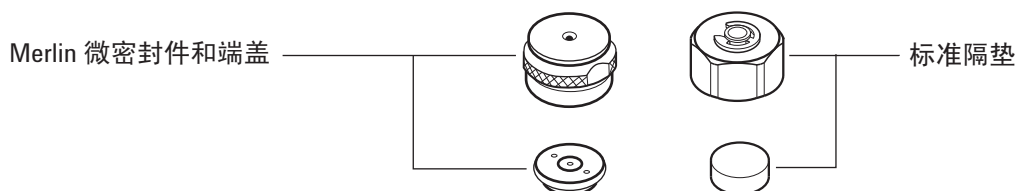
更换 PTV 进样口上的隔垫

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫。（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - 5/8 英寸扳手
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。如果隔垫头在取下端盖的同时转动，则取下端盖时用手扶住隔垫头。
- 4 用镊子取下固定螺母上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦隔垫头内部。
- 5 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。Merlin 微密封件金属零件一侧应朝下（面向柱箱）。

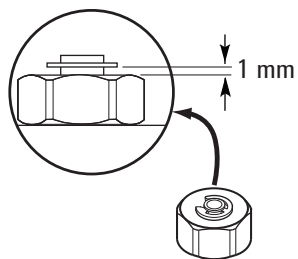


- 6 将隔垫固定螺母或 Merlin 端盖安放回原处并用手拧紧。拧紧隔垫固定螺母，直至“C”形圈高出螺母约 1 毫米。

小心

将隔垫螺母拧得过紧将造成污染。

9 维护 PTV 进样口



- 7 恢复分析方法。
- 8 重置隔垫计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

清洗 PTV 进样口隔垫头组件中的隔垫基座

- 1 备齐下列各项：
 - 备用隔垫（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - 5/8 英寸扳手
 - 镊子
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 取下隔垫固定螺母或 Merlin 端盖。如果隔垫头在取下端盖的同时转动，则取下端盖时用手扶住隔垫头。
- 4 旋松进样口上的隔垫头组件，将其沿进样口来回移动。
- 5 用镊子取下固定螺母上的隔垫或 Merlin 微密封件。切勿划伤或刮擦隔垫头内部。
- 6 用镊子和一小片钢棉卷刷去固定螺母和隔垫基座上的残留物。不要在进样口上方进行此操作。
- 7 用压缩空气或氮气吹去钢棉和隔垫碎屑。
- 8 将隔垫头组件重新放回进样口。用手拧紧隔垫头，然后再用扳手将隔垫头拧紧 1/2 圈。
- 9 将新的隔垫或 Merlin 微密封件紧紧压入接头。（请参见第 163 页上的“更换 PTV 进样口上的隔垫”。）

9 维护 PTV 进样口

- 10 将隔垫固定螺母或 Merlin 端盖安放回原处并用手拧紧。（请参见第 163 页上的“[更换 PTV 进样口上的隔垫](#)”。）
- 11 恢复分析方法。
- 12 重置隔垫计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

更换 PTV 进样口上的衬管

- 1 备齐下列各项：
 - 3D 密封垫圈安装工具（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - 组装工具（部件号 G2617-80540）
 - 备用衬管
 - Graphpak 3D 密封垫圈
 - 5/16 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

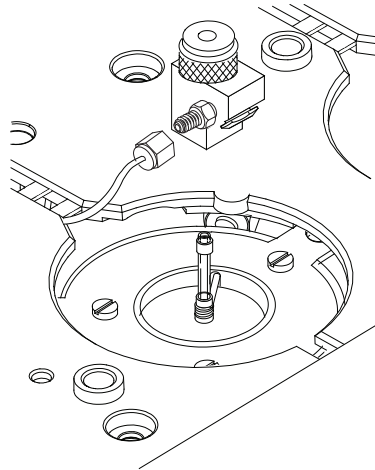
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

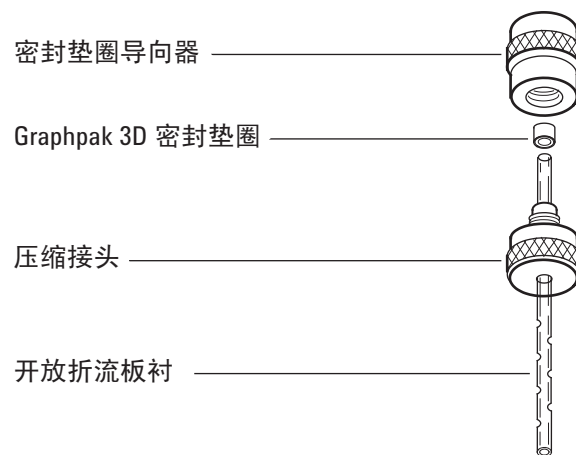
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将头部从进样口上取下：
 - 对无隔垫头，断开载气管线，旋松无隔垫头组件并将其从进样口上取下。
 - 对隔垫头，将隔垫头组件从进样口上松开。提起头部清洗进样口并将其推向任意一侧。切勿过度弯曲 1/16 英寸管线。
- 4 通过 Graphpak 3D 密封垫圈握住衬管。将该衬管从进样口上取下。



- 5 旋开装配工具上的螺丝，将其拆分为两部分：密封垫圈导向器和压缩接头。



- 6 将压缩接头滑动到新衬管上较长而平直的一端，令其螺纹指向衬管末端。
- 7 将 Graphpak 3D 密封垫圈置于管线上同一端，令其凹进的石墨端朝向压缩接头。滑动密封垫圈，令衬管末端露出密封垫圈约 2 毫米。
- 8 向上滑动压缩接头，令其触到密封垫圈。手动将密封垫圈导向器拧紧到压缩接头上。
- 9 旋松并取下密封垫圈导向器。
- 10 从衬管另一端将压缩接头滑下。将密封垫圈设置为让衬管末端露出 1 毫米。检查并确保密封垫圈内的石墨与套环顶部相齐平。

- 11 从上方将玻璃衬管插入进样口，直至密封垫圈上拆开的一面靠在进样口顶部。
- 12 将头部安回原处：
 - 对无隔垫头，将头部旋至进样口上，用手拧紧后再用扳手拧紧 1/8 圈。重新连接载气管线。
 - 对隔垫头，将头部对准进样口，然后手动将旋转螺母安装到进样口上。用手拧紧后再用扳手拧紧 1/2 圈。
- 13 检查所有连接是否存在泄漏。如必要，重新手动将其拧紧。
- 14 恢复分析方法。
- 15 配置新的衬管。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将衬管信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 16 重置衬管计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。

更换 PTV 进样口转换接头

- 1 从下表中选择一种适合色谱柱并具有最小孔径的转换接头。转换接头编号贴于转换接头侧面。（另请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）

表 24 PTV 进样口转换接头

色谱柱内径	进样口转换接头编号*	部件号
0.20 mm	31	5182-9754
0.25 到 0.33 mm	45	5182-9761
0.53 mm	70	5182-9762

* 包括 1 个转换接头、1 个镀银密封件和 1 个分流色谱柱螺母。

- 2 备齐下列各项：
 - 备用转换接头
 - 备用镀银密封件
 - 6 毫米扳手
 - 5 毫米扳手
 - 无毛手套
- 3 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

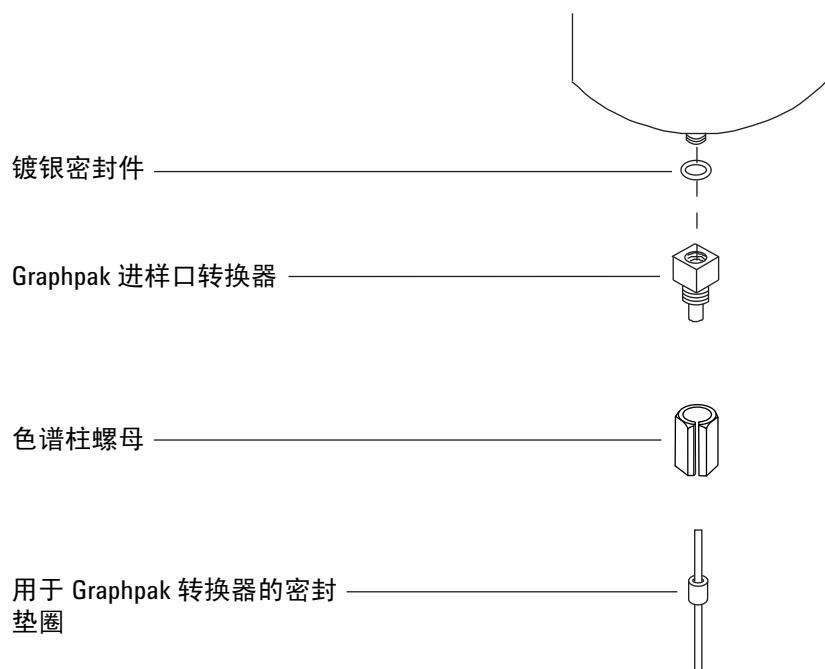
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 4 旋下转换接头上的色谱柱螺母。从进样口上取下螺母和色谱柱。



- 5 取下进样口转换接头，将旧的镀银密封件丢弃。
- 6 向转换接头中插入一个新的镀银密封件，然后用手拧紧到进样口上。再用扳手将其拧紧 1/16 至 1/8 圈；过度拧紧将损坏进样口。
- 7 安装色谱柱。（请参见第 155 页上的“[安装具有 PTV 进样口的毛细管色谱柱](#)”。）
- 8 检查转换接头是否存在泄漏。
- 9 恢复分析方法。
- 10 重置镀银密封件 EMF 计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。

更换 PTV 进样口的分流口排气管过滤器

- 1 备齐下列各项：
 - 新过滤器滤芯。（请参见第 152 页上的“用于 PTV 进样口的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

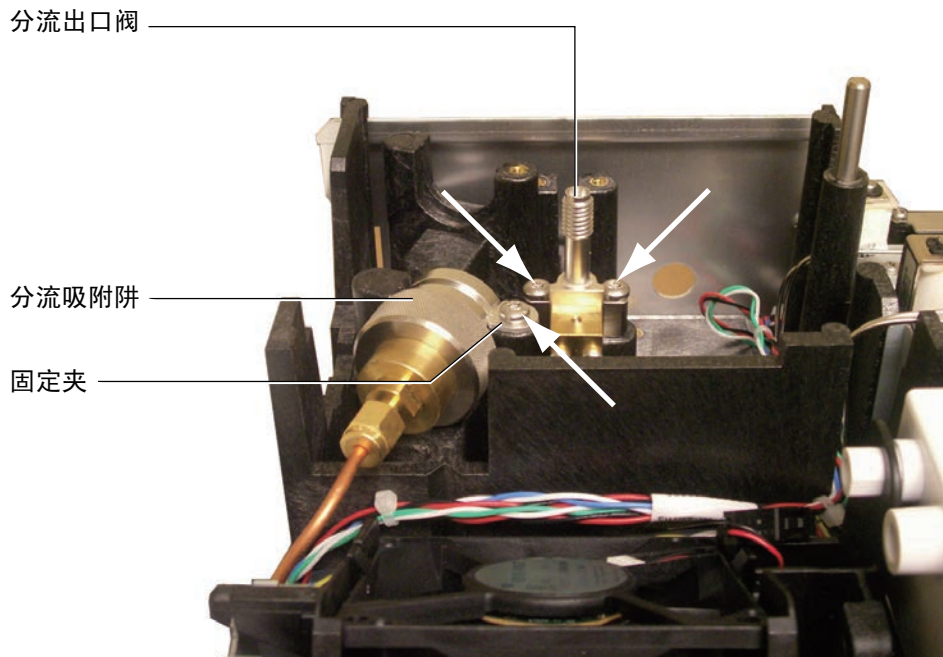
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

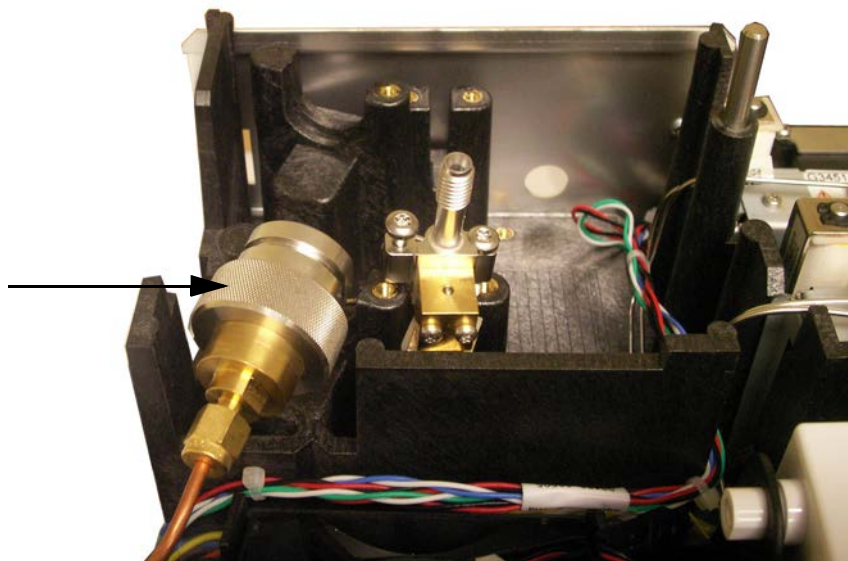
警告

分流口捕集阱中可能残留有注入到 GC 中的样品或其他化学物质。更换捕集过滤柱时，请遵循您公司有关安全处理这些类型物质的程序。

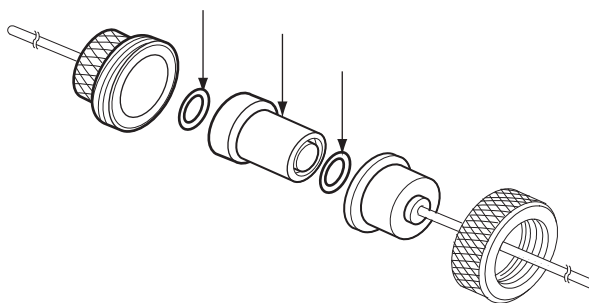
- 3 拆下[气路控制组件盖板](#)（GC 的后顶部）。
- 4 取下固定夹。



- 5 完全松开固定分流口阀的那两颗螺丝。
- 6 将过滤器捕集阱组件和分流口阀从安装支架上一同提起，并旋下过滤器捕集阱组件上的分流口前焊件。注意请勿挤压分流口阀和捕集阱之间的管线。



- 7 取下旧的过滤柱和两个“O”形圈。



- 8 确保新的“O”形圈能够正确地安放在过滤柱上。
- 9 安装新的过滤柱，然后重新组装捕集阱。但不要完全拧紧。
- 10 将过滤器捕集阱组件放入安装支架，安上固定夹。
- 11 安装分流口阀。
- 12 将分流口前焊件完全拧紧到捕集阱上。
- 13 检查是否有泄漏。

9 维护 PTV 进样口

- 14 重置 EMF 计数器。请参见[重置 EMF 计数器](#)。
- 15 恢复分析方法。
- 16 重置分流口捕集阱计数器。
- 17 安装气路控制组件盖板。

烘烤去除来自 PTV 进样口的污染物

- 1 将进样口改为分流模式。
- 2 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 3 将进样口分流口的流量设置为 200 mL/min。
- 4 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 5 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 6 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常温度高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物（大部分会通过分流口排出）。
- 7 将柱箱的温度设置为比 GC 法的最终柱温高 25 °C，以烘烤去除来自色谱柱的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 8 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。

9 维护 PTV 进样口



10 维护 VI

用于 VI 的消耗品和零件 178

VI 零件分解图 180

安装具有 VI 的毛细管色谱柱 181

拆下 VI 接口 185

清洗 VI 187

安装 VI 接口 189

更换 VI 的分流口排气管过滤器 190

烘烤去除来自 VI 进样口的污染物 193



用于 VI 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 25 用于 VI 的零件

说明	部件号
固定片	G2319-20540
挥发性物质分析接口	G2319-60505
长头色谱柱螺母 (65 毫米)	G3504-20504
长头色谱柱螺母，用于传输线、压力传感线或分流口排气管	19258-20830
密封垫圈，用于传输线、压力传感线或分流口排气管	19258-20870
分流口捕集阱 PM 套件，一盒磁带	5188-6495

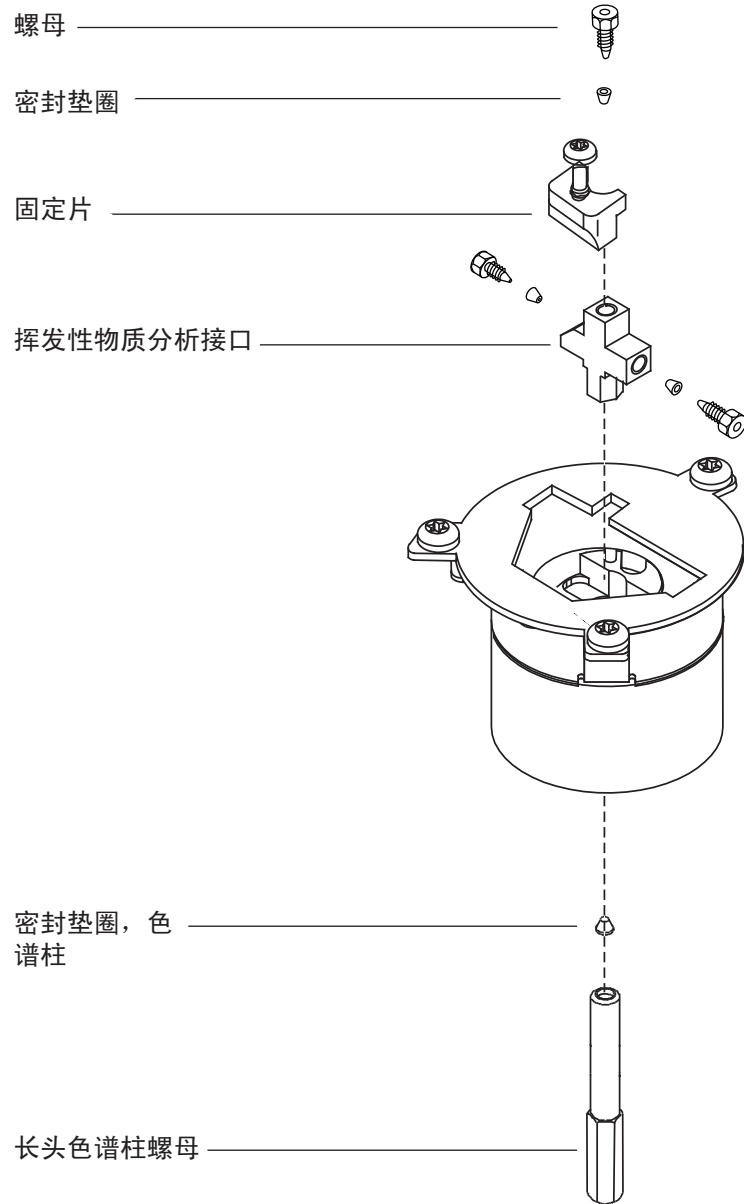
表 26 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨，0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292

表 26 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的 毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米 内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米 内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

VI 零件分解图



安装具有 VI 的毛细管色谱柱

- 1 备齐下列各项：
 - 长头色谱柱螺母（65 毫米）
 - 色谱柱
 - 密封垫圈
 - 色谱柱切割器
 - 异丙醇
 - 隔垫
 - 1/4-英寸扳手
 - 实验室用纸巾
 - 公制直尺
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

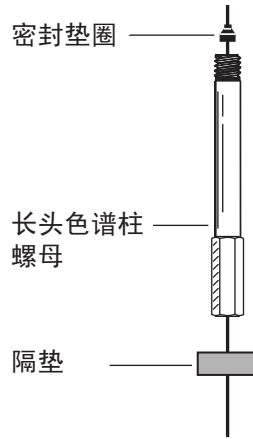
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

小心

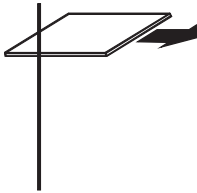
应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将色谱柱置于吊架上，令其末端朝上，标签朝前。
- 4 将隔垫、长头毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。
使用长头色谱柱螺母。（请参见第 178 页上的“[用于 VI 的消耗品和零件](#)”。）

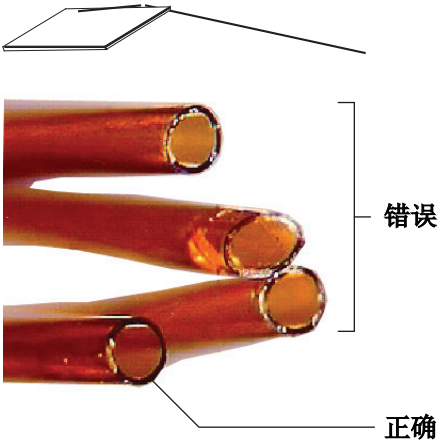
如使用标准的色谱柱螺母，则应将接口取下。因此，推荐使用长色谱柱螺母。（请参见第 185 页上的“拆下 VI 接口”。）



- 5 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 6 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 7 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。

- 8 调整色谱柱位置，令其伸出密封垫圈末端上方 6 毫米。沿色谱柱滑动隔垫，将色谱柱螺母保持在此固定位置。



- 9 将色谱柱插入接口并用手拧紧色谱柱螺母。
- 10 调整色谱柱（非隔垫）位置以使隔垫紧靠螺母底部。
- 11 再用扳手将色谱柱螺母拧紧 1/4 至 1/2 圈，以便色谱柱不会因轻微压力而从接头上脱离。
- 12 配置新的色谱柱。如果使用的是可选条形码扫描器，则可将色谱柱信息直接扫描到数据系统软件配置中，然后将所做的更改下载到 GC 中。
- 13 保持样品传输线和色谱柱连接至进样口和检测器，通过传输线设置载气流。根据色谱柱制造商的建议进行吹扫。
- 14 根据制造商的建议老化色谱柱。（请参见[老化毛细管色谱柱](#)。）
- 15 将色谱柱安装到检测器中。请参见：
- [将毛细管色谱柱安装到 FID 中](#)
 - [将毛细管色谱柱安装到 NPD 中](#)
 - [将毛细管色谱柱安装到 TCD 中](#)
 - [将毛细管色谱柱安装到 \$\mu\$ ECD 中](#)
 - [将毛细管色谱柱安装到 FPD Plus 中](#)
 - [将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中](#)
- 16 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
- 17 恢复分析方法。
- 对于 FPD，请立即熄灭火焰。
 - 对于 NPD，请立即将铷珠电压设置为 0.0。
- 18 GC 准备就绪后要等待 10 分钟，然后点燃检测器火焰或调整 NPD 铷珠的补偿值。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 19 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 20 重置色谱柱 EMF 计数器。请参见*操作手册*中的[重置 EMF 计数器](#)。

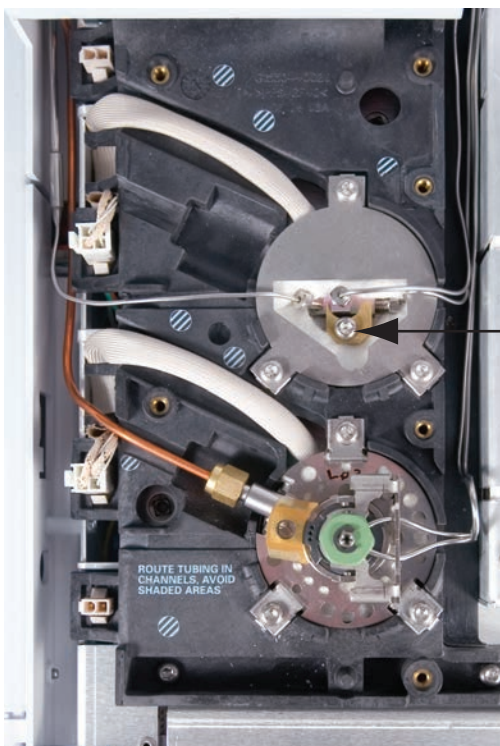
拆下 VI 接口

- 1 备齐下列各项：
 - 1/4 英寸和 7 毫米扳手
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！接口可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

- 3 卸下色谱柱。
- 4 松开螺母，拆下传输线，将其从接口中提出来。
- 5 松开进样口盖板上的五颗螺丝，取下进样口盖板。
- 6 松开紧扣螺丝，将固定片从接口上取下。



- 7 将接口提升出加热部件。



清洗 VI

- 1 备齐下列各项：
 - 1/4 英寸和 7 毫米扳手
 - T-20 螺丝刀
 - 无毛手套
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。
- 3 取下接口。（请参见第 185 页上的“[拆下 VI 接口](#)”。）

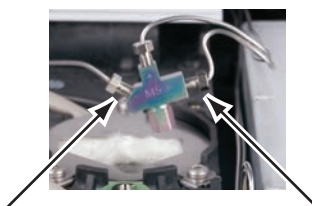
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

警告

分流口捕集阱和管线中可能残留有注入到 GC 中的样品或其他化学物质。在处理此类物质时请遵守所在公司的安全操作规程。

- 4 松开螺丝，取下分流口和压力传感线。



小心

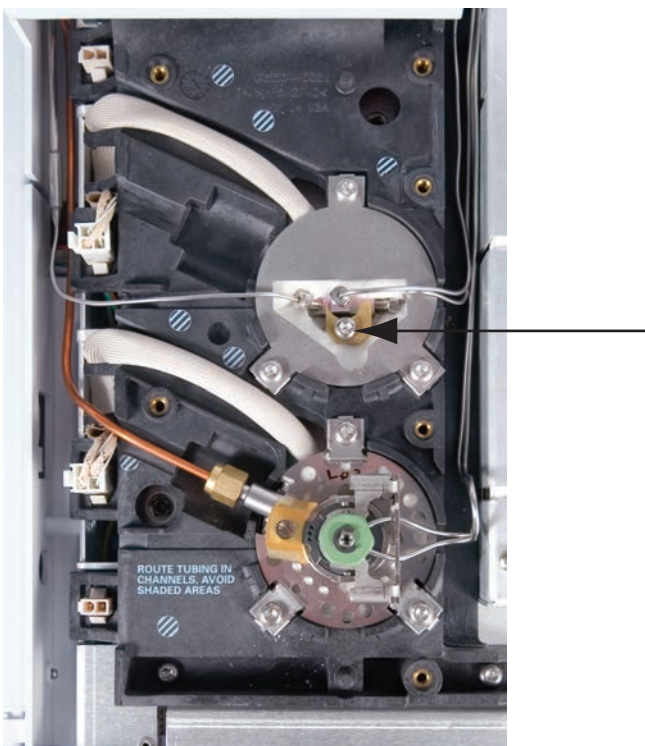
应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 5 用超声波清洗水浴清洗接口。用超声波清洗两次，然后漂洗并风干。
- 6 检查分流口排气管。如果有阻塞，请与 Agilent 服务代表联系。

- 7 安装接口。（请参见第 189 页上的“[安装 VI 接口](#)”。）

安装 VI 接口

- 1 备齐下列各项：
 - 1/4 英寸和 7 毫米扳手
 - T-20 螺丝刀
- 2 连接分流口排气管和压力传感线，然后用手拧紧螺母。用扳手再旋转 1/4 圆周将其拧紧。
- 3 将接口置于加热部件内，按需要重新安放管线。
- 4 安装固定片并拧紧螺母。



- 5 安装进样口盖板。确保盖板没有损伤任何管线。
- 6 连接样品传输线。
- 7 安装色谱柱。（请参见第 181 页上的“[安装具有 VI 的毛细管色谱柱](#)”。）

更换 VI 的分流口排气管过滤器

- 1 备齐下列各项：
 - 新过滤器滤芯。（请参见第 178 页上的“用于 VI 的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用[进样口维护方法](#)并等候 GC 准备就绪。

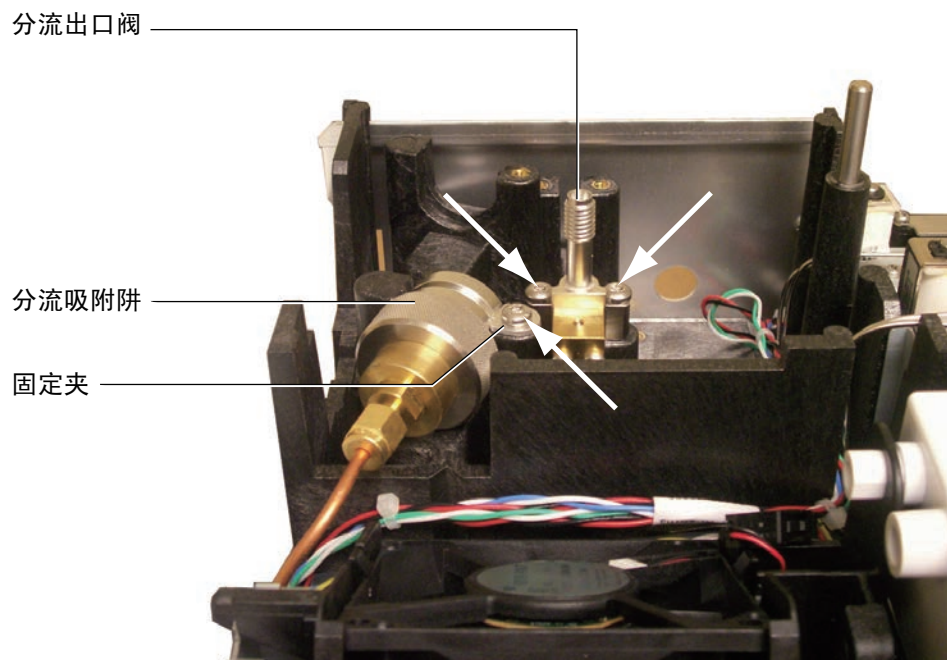
警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

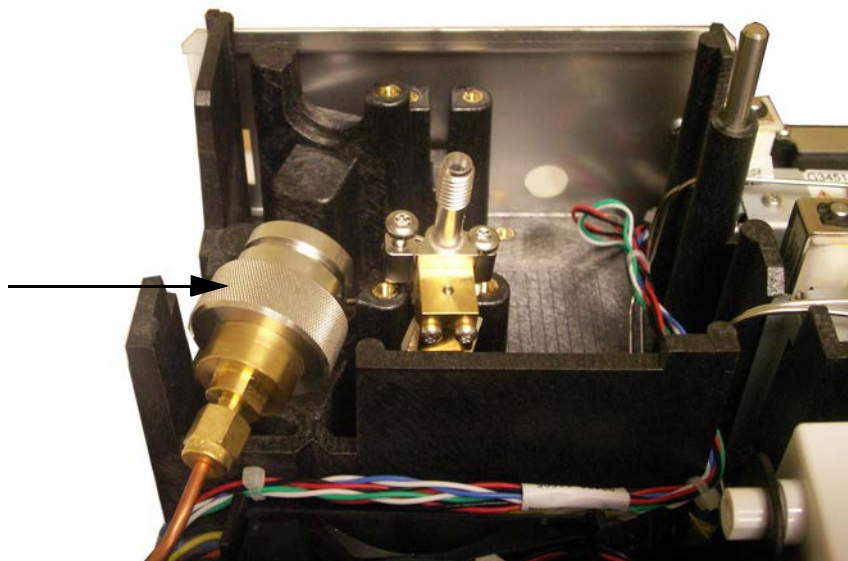
警告

分流口捕集阱中可能残留有注入到 GC 中的样品或其他化学物质。更换捕集过滤柱时，请遵循您公司有关安全处理这些类型物质的程序。

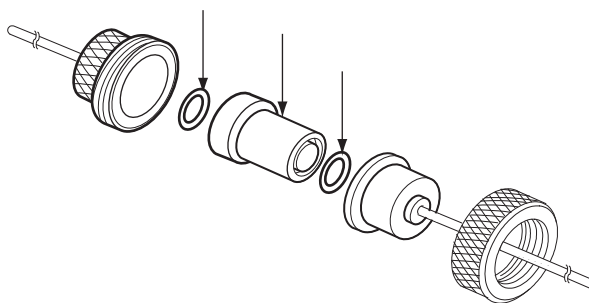
- 3 拆下[气路控制组件盖板](#)（GC 的后顶部）。
- 4 取下固定夹。



- 5 完全松开固定分流口阀的那两颗螺丝。
- 6 将过滤器捕集阱组件和分流口阀从安装支架上一同提起，并旋下过滤器捕集阱组件上的分流口前焊件。注意请勿挤压分流口阀和捕集阱之间的管线。



- 7 取下旧的过滤柱和两个“O”形圈。



- 8 确保新的“O”形圈能够正确地安放在过滤柱上。
- 9 安装新的过滤柱，然后重新组装捕集阱。但不要完全拧紧。
- 10 将过滤器捕集阱组件放入安装支架，安上固定夹。
- 11 安装分流口阀。
- 12 将分流口前焊件完全拧紧到捕集阱上。
- 13 检查是否有泄漏。

- 14 重置 EMF 计数器。请参见[重置 EMF 计数器](#)。
- 15 恢复分析方法。
- 16 重置分流口捕集阱计数器。
- 17 安装气路控制组件盖板。

烘烤去除来自 VI 进样口的污染物

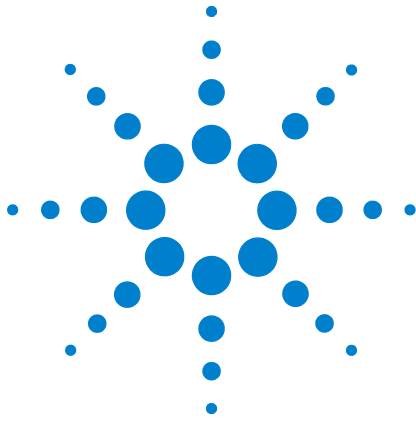
- 1 将进样口改为分流模式。
- 2 将色谱柱流量设置为正常工作值，或将毛细管色谱柱载气速度设置为 30 cm/s。
- 3 将进样口分流口的流量设置为 200 mL/min。
- 4 在加热柱箱前，先用载气流吹扫色谱柱至少 10 分钟。
- 5 如果色谱柱连接到检测器，则将检测器的工作温度设置为比正常工作温度高 25 °C。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上耐热手套以保护您的手。

如果色谱柱未连接到检测器，则盖上检测器接头。

- 6 将进样口温度设置为 300 °C 或比正常温度高 25 °C，以烘烤去除来自进样口的污染物（大部分会通过分流口排出）。
- 7 将柱箱的温度设置为比 GC 法的最终柱温高 25 °C，以烘烤去除来自色谱柱的污染物。但不要超过色谱柱制造商提供的温度上限值。
- 8 烘烤 30 分钟，或直到检测器的基线不再有污染峰。



11 维护 FID

用于 FID 的消耗品和零件	196
FID 零件分解图	199
选择 FID 喷嘴	201
将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 FID	203
将毛细管色谱柱安装到 FID 中	205
更换 FID 收集极组件	209
更换 FID 喷嘴	212
维护 FID 收集极组件	216
检查 FID 泄漏电流	224
检查 FID 基线	225
安装 FID 保温罩组件（仅用于可转接 FID）	226
安装可选的 FID PTFE 排气管插件	228
烘烤 FID	229



用于 FID 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 27 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的 色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的 毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的 毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈，无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母，通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)

表 27 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	440-1000

表 28 FID 零件和子组件

说明	部件号 / 数量
M4 × 25 毫米 T20 Torx 螺丝	0515-2712 (3 个 / 包)
PTFE 排气管 (可选)	19231-21050
收集极组件	G1531-60690
FID/NPD 毛细管色谱柱转换接头	19244-80610
FID/NPD 1/8 英寸填充柱转换接头	19231-80520
FID/NPD 1/4 英寸填充柱转换接头	19231-80530
隔热层	19234-60715 (1 个 / 包)
保温罩组件	19234-60700
用于填充柱转换接头的 1/4-英寸黄铜螺母	5180-4105 (10 个 / 包)
用于填充柱转换接头的 1/4-英寸聚酰亚胺密封垫圈	5080-8774 (10 个 / 包)

表 29 用于毛细管可转接接头的喷嘴

喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
毛细管	19244-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	61.5 mm
毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏)	19244-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	61.5 mm
填充柱用喷嘴	18710-20119	0.46 毫米 (0.018 英寸)	63.6 mm
宽口径填充柱 (与高渗透应用程序一同使用)	18789-80070	0.76 毫米 (0.030 英寸)	63.6 mm

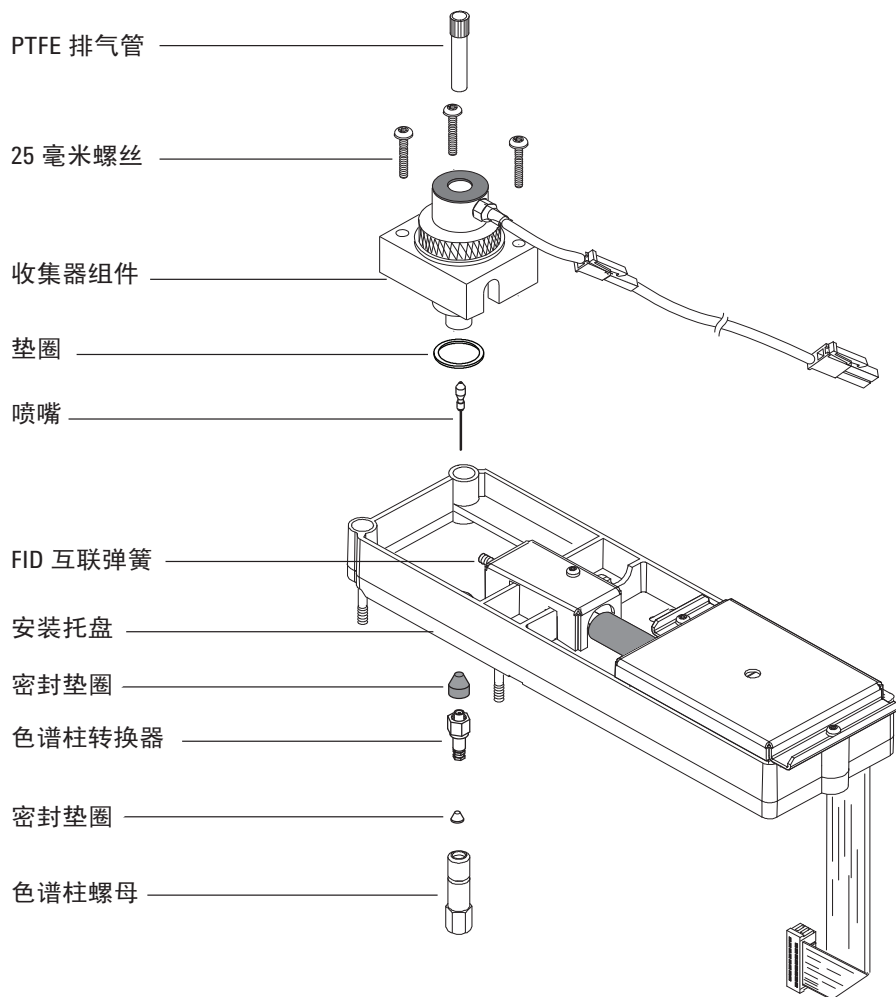
表 30 用于毛细管优化接头的喷嘴

喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
毛细管	G1531-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	43 mm
毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏)	G1531-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	48 mm

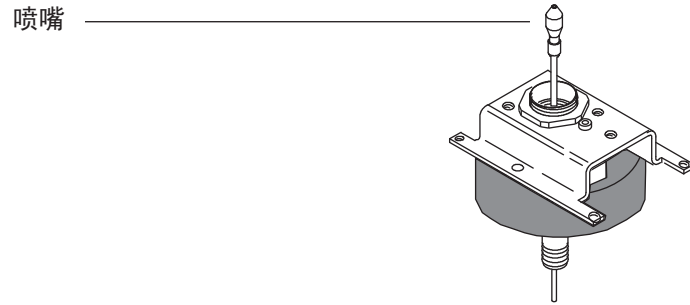
表 31 FID 收集极组件的零件

说明	部件号 / 数量
M4 × 25 毫米 T20 Torx 螺丝	0515-2712 (3 个 / 包)
收集极组件	G1531-60690
收集极螺母	19231-20940
弹簧垫片	3050-1246
点火器保险盒	19231-20910
镍基合金点火器保险盒	19231-21060
上 / 下收集极绝热体	G1531-20700
收集极块体	G1531-20690
镍基合金收集极主体	G1531-21090
扳手螺母 (收集极)	19231-20980
收集极底座	G1531-20550
收集极外壳	G1531-20740
垫圈	5180-4165 (12 个 / 包)
带有“O”-形圈的点火器 (点火塞) 组件	19231-60680

FID 零件分解图



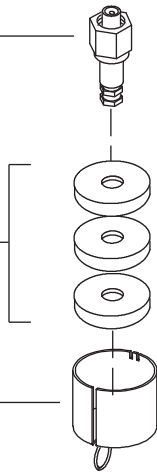
11 维护 FID



FID 色谱柱转换器
(仅用于通用性 FID;
所显示的毛细管色谱柱转换器)

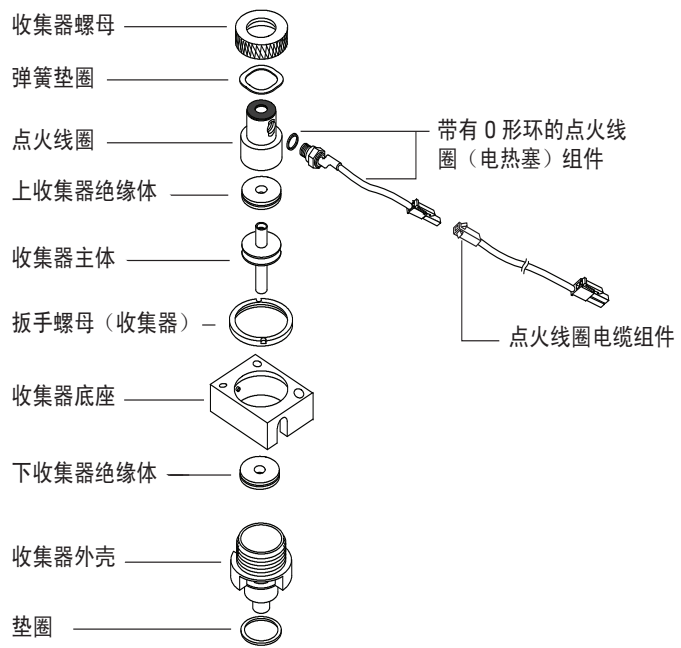
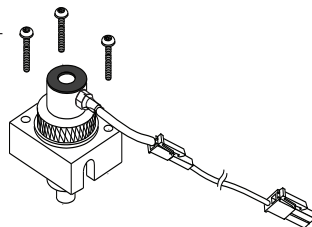
隔热层
(仅用于通用性 FID)

保温罩组件
(仅用于通用性 FID)



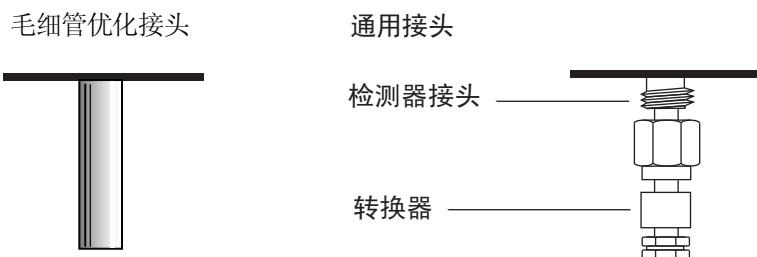
25 毫米螺丝

收集器组件



选择 FID 喷嘴

打开柱箱门并找到位于检测器底部的色谱柱接头。找到的色谱柱接头看起来要么是毛细管优化接头，要么是可转接头。



- 在使用中有可能阻塞喷嘴，这时可选用尖端内径更大的喷嘴。
- 当使用具有高柱流失的填充色谱柱时，二氧化硅会阻塞喷嘴。
- 在模拟蒸馏应用程序中，高沸点烃化合物会阻塞喷嘴。

对于毛细管优化接头，请从表 32 中选择喷嘴。对于可转接头，请从表 33 中选择喷嘴。

表 32 用于毛细管优化接头的喷嘴

图 1 ID	喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
1	毛细管	G1531-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	43 mm
2	毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏)	G1531-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	48 mm



图 3 毛细管最优喷嘴

表 33 用于毛细管可转接接头的喷嘴

图 2 ID	喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
1	毛细管	19244-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	61.5 mm
2	毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏)	19244-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	61.5 mm
3	填充柱用喷嘴	18710-20119	0.46 毫米 (0.018 英寸)	63.6 mm
4	宽口径填充柱 (与高渗漏应用程序一同 使用)	18789-80070	0.76 毫米 (0.030 英寸)	63.6 mm



图 4 毛细管可转接喷嘴

将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 FID

- 1 备齐下列各项：
 - 转接头（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”。）
 - 1/4 英寸黄铜螺母
 - 1/4 英寸聚酰亚胺 / 石墨密封圈
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸扳手
 - 9/16-英寸开口扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

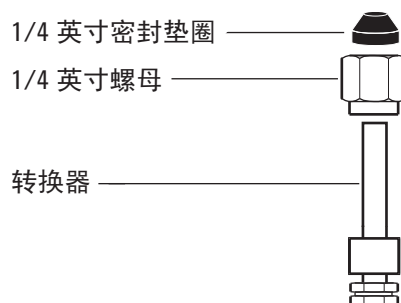
警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

小心

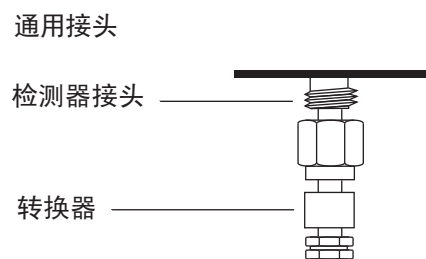
应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 为转换接头装配螺母和密封垫圈。



- 4 将转换接头尽量完全地径直插入至检测器底部。
- 5 将转换接头保持在此位置并用手拧紧螺母。

11 维护 FID



6 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。

将毛细管色谱柱安装到 FID 中

- 1 备齐下列各项（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”。）：
 - 色谱柱
 - 密封垫圈
 - 色谱柱螺母
 - 色谱柱切割器
 - 1/4-英寸开口扳手
 - 隔垫
 - 异丙醇
 - 实验室用纸巾
 - 无毛手套
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

警告

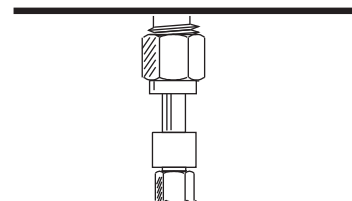
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 3 如果使用可转接的检测器，则需确认转换接头已安装。（请参见第 203 页上的“将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 FID”。）

毛细管优化接头



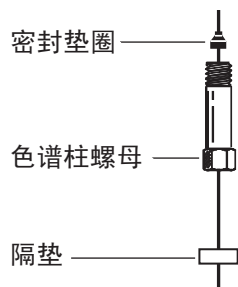
通用接头



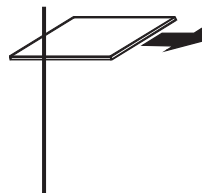
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

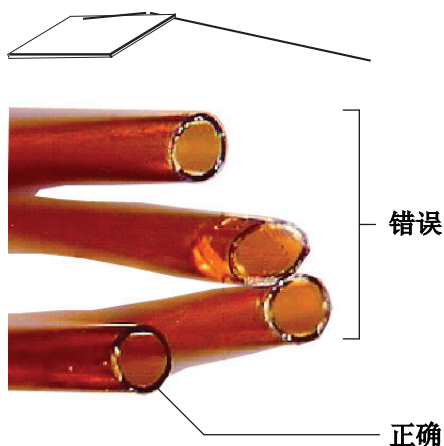
- 4 将隔垫（如果色谱柱内径 0.1 mm）、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



- 5 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 6 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。

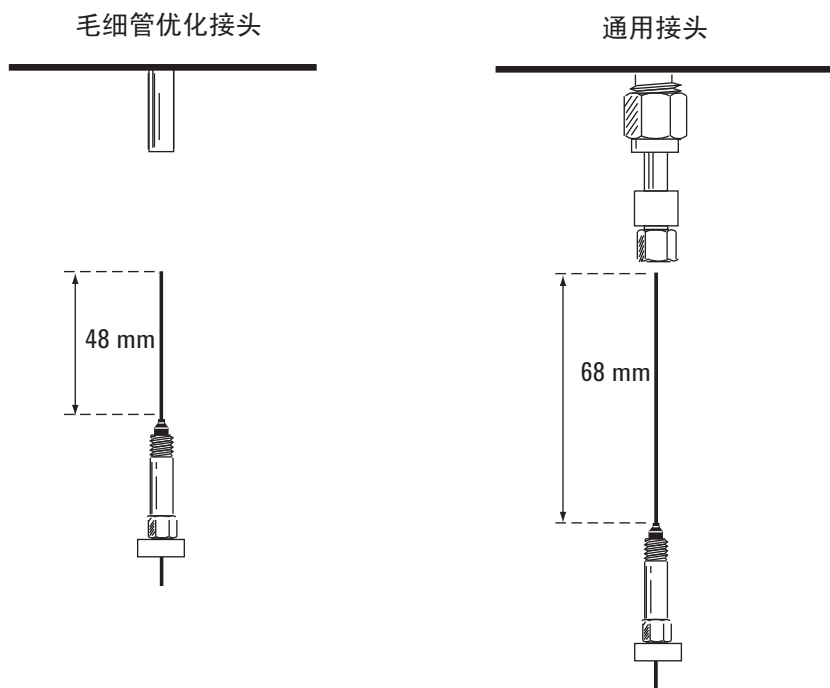


- 7 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
8 安装毛细管色谱柱。

如果色谱柱的内径大于 0.1 毫米：

- a 将色谱柱轻轻插入进样口，直至其底部；切勿再试图强行插入。
- b 用手拧紧色谱柱螺母，然后将色谱柱抽出大约 1 毫米。再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。

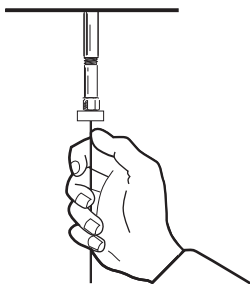
如果色谱柱内径为 0.1 毫米或更小，则色谱柱将伸出密封垫圈达 48 毫米（毛细管优化接头）或 68 毫米（可转接头）。向上滑动隔垫以将色谱柱螺母和密封垫圈固定在此位置。



- c 将色谱柱安装到检测器中。沿色谱柱将螺母和密封垫圈滑至检测器底部。用手拧紧色谱柱螺母，直至其夹紧色谱柱。

11 维护 FID

- d 调整色谱柱（~~非~~隔垫）位置以使隔垫与色谱柱螺母的底部对齐。再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。



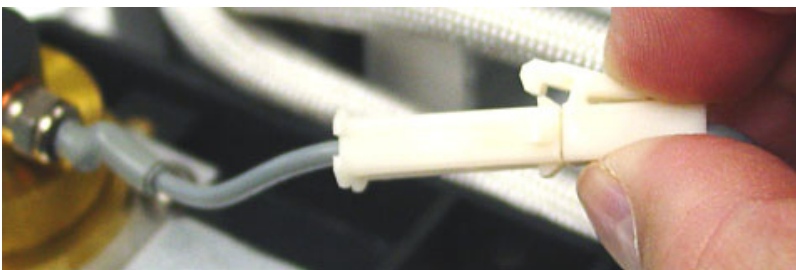
更换 FID 收集极组件

- 1 备齐下列各项：
 - 新的 FID 收集极组件。（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”。）
 - T-20 螺丝刀
 - 1/4 英寸螺母起子
 - 镊子
 - 无毛手套

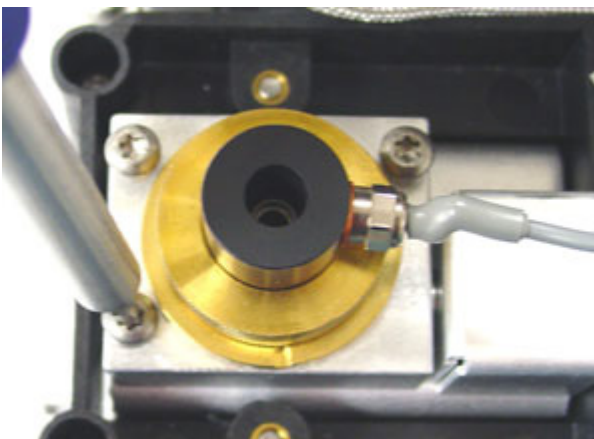
小心

为避免污染 FID，应在拿取收集极组件时佩戴干净无毛的手套。

- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。
- 3 断开点火器电缆组件。



- 4 取下固定收集极组件的三个螺丝，放到安装托盘中。



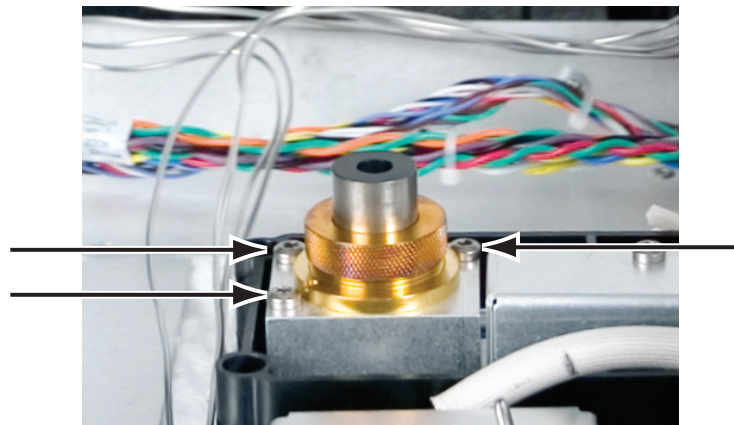
小心

此步骤用来取出连接杆弹簧。在操作 FID 时，小心不要碰到该弹簧或损伤其外形。任何灰尘或弯曲都将降低该检测器的灵敏度。

- 5 从安装托盘中抬起并取出组件。



- 6 从新的收集极组件中取出点火器电缆组件（如果有）。
7 从新的收集极组件中取出所有保护端盖（如果有）。
8 将新的收集极组件放入外壳。
9 插入三个螺丝并拧紧（至 18 英寸磅）。



- 10 连接点火器伸长电缆。
11 验证组件：
a 检查 FID 泄漏电流（请参见第 224 页上的“[检查 FID 泄漏电流](#)”。）
b 检查 FID 基线。（请参见第 225 页上的“[检查 FID 基线](#)”。）

12 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 *EMF* 计数器。

更换 FID 喷嘴

- 1 备齐下列各项：
 - 备用喷嘴（请参见第 201 页上的“选择 FID 喷嘴”。）
 - T-20 螺丝刀
 - 1/4 英寸螺母起子
 - 镊子
 - 已压缩和净化的干燥空气或氮气
 - 可以清洗检测器中沉积物之类的溶剂
 - 清洁布
 - 棉签
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

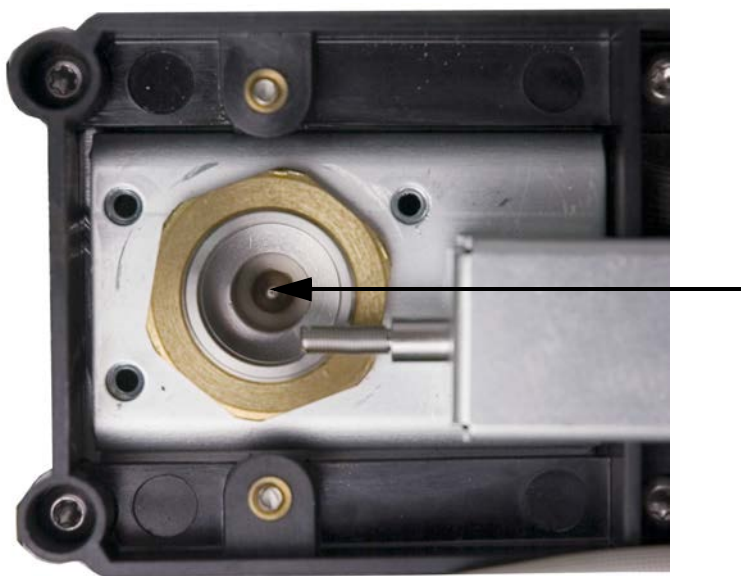
- 3 如果已安装毛细管色谱柱，则将它从检测器上取下。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 4 取下 FID 收集极组件并放在一块清洁的布上。（请参见第 209 页上的“更换 FID 收集极组件”。）

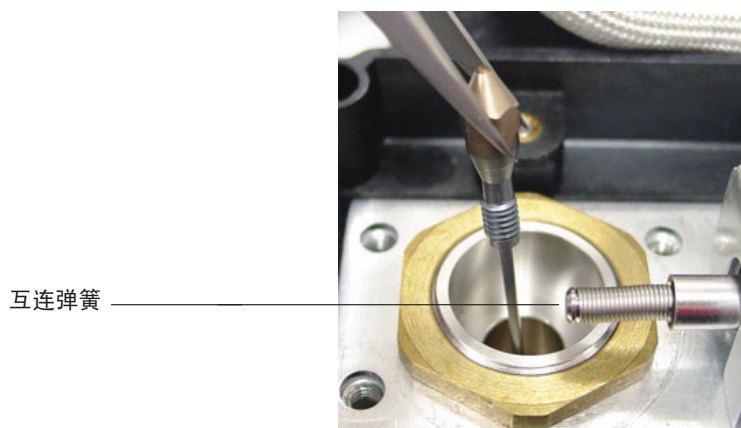
5 找到外壳里的喷嘴。



小心

只能使用镊子或通过佩戴手套来拿取干净的或新的喷嘴。

6 松开喷嘴，然后用镊子将其取出外壳。



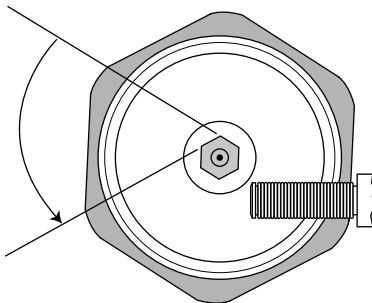
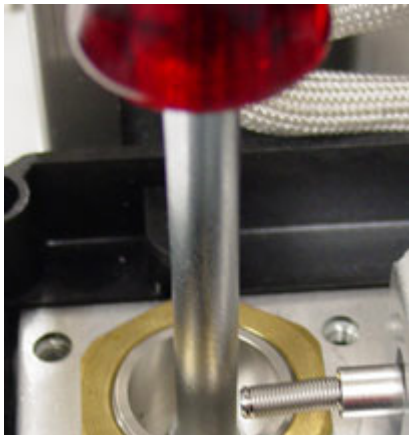
7 用溶剂、棉签和压缩空气或氮气清洁检测器底座空腔。

8 用镊子将新的喷嘴放入外壳。

小心

不要将喷嘴拧得过紧！过度拧紧则可能导致喷嘴、检测器底座或两者同时变形和损坏。扭矩规格为 10 英寸磅。

- 9 小心地将喷嘴旋入外壳。用手拧紧后再用扳手拧紧 1/6 圈（1/6 圈是常规起子手柄或喷嘴头的一个面）。



- 10 安装收集极组件。（请参见第 209 页上的“[更换 FID 收集极组件](#)”。）
- 11 重置喷嘴计数器。请参见[操作手册](#)中的[重置 EMF 计数器](#)。
- 12 将毛细管色谱柱连接到检测器上。
- a 将色谱柱安装到检测器中。（请参见第 205 页上的“[将毛细管色谱柱安装到 FID 中](#)”。）
 - b 在将色谱柱安装在进样口和检测器上后，根据色谱柱制造商的建议设置载气流，进行吹扫。
 - c 检查 FID 泄漏电流（请参见第 224 页上的“[检查 FID 泄漏电流](#)”。）
 - d 烘烤检测器。（请参见第 229 页上的“[烘烤 FID](#)”。）
 - e 恢复分析方法。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- f 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。
- 13 检查 FID 基线。（请参见第 225 页上的“检查 FID 基线”。）

维护 FID 收集极组件

注意

根据所需的任务，仅操作相应的步骤和备齐相应的零件。

1 备齐下列各项：

- 备用玻璃衬管（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”。）
- 备用点火器保险盒
- 两个收集极绝热体
- 收集极
- 弹簧垫片
- 垫圈
- T-20 螺丝刀
- 1/4 英寸螺母起子
- 镊子
- 5/16 英寸扳手
- 无毛手套
- 清洁布

小心

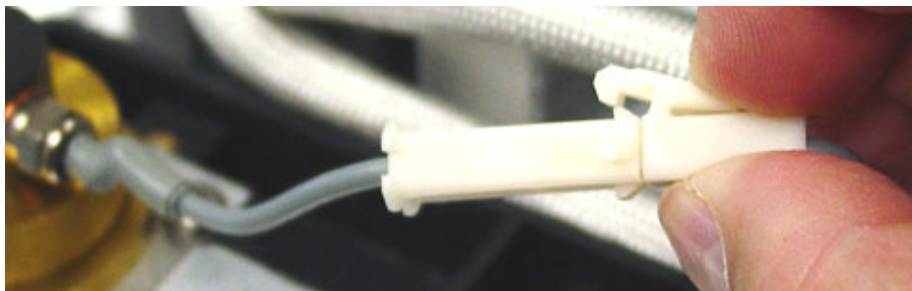
为避免污染 FID，应在拿取收集极组件时佩戴干净无毛的手套。

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

- 3 取下 FID 点火器。
 - a 断开点火器电缆组件。

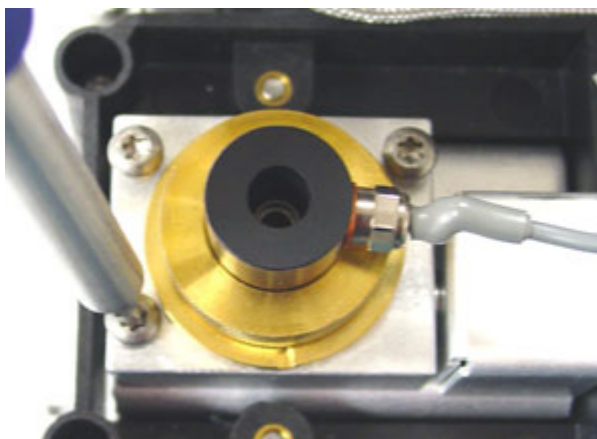


- b 用扳手松开点火器。



- c 手动逆时针旋动螺母。取下点火器和铜垫片。

- 4 如果仅用铜垫片更换 FID 点火器组件，则跳至步长 16 对组件进行操作。
- 5 取下固定收集极底座的三个螺丝，放到 FID 热环带上。



小心

此步骤用来取出连接杆弹簧。在操作 FID 时，小心不要碰到该弹簧或损伤其外形。任何灰尘或弯曲都将降低该检测器的灵敏度。

- 6 取下收集极组件。将其放置一块清洁的布上以便其他拆卸。



- 7 如有必要，从组件底部取下垫圈。

- 8 取下 FID 点火器保险盒。

- a 松开收集极螺母。
- b 取下收集极螺母和弹簧垫片。



- c 将保险盒抬高收集极外壳。取保险盒时，可能会附带某些收集极零件。将它们放置一块清洁的布上以免划伤或沾上灰尘。



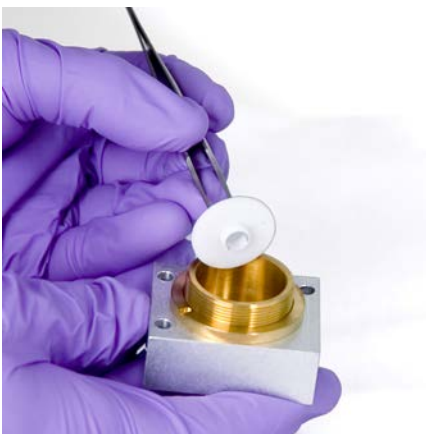
9 如果仅更换 FID 保险盒，则跳至步长 15 进行重新装配。

10 取下收集极和绝热体。

- a 如有必要，请从 FID 外壳中取出收集极和上绝热体。下绝热体可能被收集极一同带出来，但通常留在 FID 外壳中。将零件放置一块清洁的布上。



- b 用镊子取下下绝热体并将零件放置一块清洁的布上。

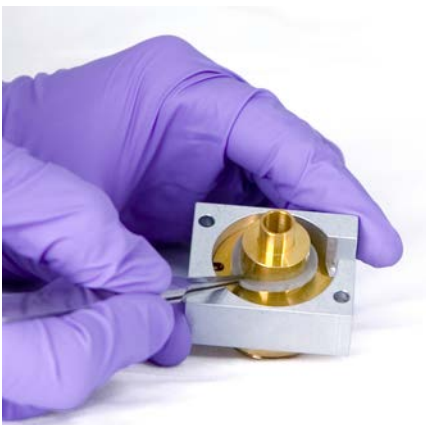


11 如有必要，请从底座上取下收集极外壳。

12 用镊子从外壳底部取下垫圈。

收集极组件现在已被完全拆卸。执行下列操作进行重新组装：

13 用镊子将新的垫圈安装到外壳上，并确保垫圈平放于黄铜表面。



14 安装收集极绝热体。

a 将其中一个绝热体插入外壳底部。绝热体平的一面朝着外壳出口，放好绝热体。

b 将收集极长的一端插入外壳和下绝热体中。



c 将另一个绝热体插到收集极上，绝热体平的一面朝着外壳。



15 安装 FID 点火器保险盒。

a 调整保险盒的方位，使点火器螺纹孔朝着电子部件。



b 将 FID 保险盒插入收集极外壳。

c 将弹簧垫片安装到保险盒上。



- d 将收集极螺母安装到保险盒上并拧紧。密封垫应该不漏气。保持点火口（带有基座）的方向，如下所示。

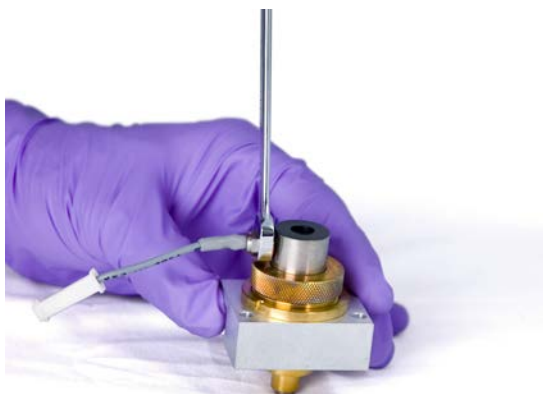


16 安装 FID 点火器。

- a 将点火器和铜密封垫插入保险盒的螺纹孔。保持匹配螺纹清洁。

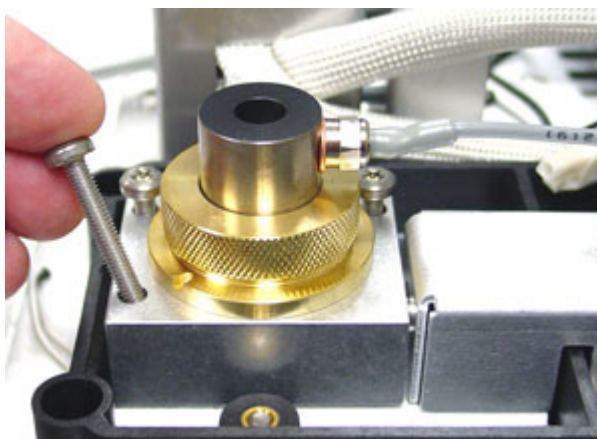


- b 用扳手拧紧点火器。点火需要一个没有一点灰尘的好电触点。



17 将收集极组件放入外壳。

18 插入三个螺丝并拧紧（至 18 英寸磅）。



19 连接点火器伸长电缆。

20 验证组件：

- a 检查 FID 泄漏电流（请参见第 224 页上的“检查 FID 泄漏电流”。）
- b 烘烤检测器。（请参见第 229 页上的“烘烤 FID”。）
- c 检查 FID 基线。（请参见第 225 页上的“检查 FID 基线”。）

21 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

检查 FID 泄漏电流

- 1 调用分析方法。
 - 确保流量在点燃范围之内。
 - 将检测器加热到工作温度或 300 °C。
- 2 熄灭 FID 火焰。
- 3 按 [**Front Detector**]（前检测器）或 [**Back Detector**]（后检测器），然后滚动至 **Output**（输出）。
- 4 验证输出是否稳定并且小于 <1.0 pA。

如果输出不稳定或大于 >1.0 pA，则关闭 GC 并检查 FID 上面零件的相应组件和污染物。如果这些污染物残留在检测器中，则烘烤 FID。（请参见第 229 页上的“烘烤 FID”。）

- 5 点燃火焰。

检查 FID 基线

- 1 在已安装色谱柱的情况下，调用验证方法。
- 2 将柱温设为 35 °C。
- 3 按 **[Front Detector]**（前检测器）或 **[Back Detector]**（后检测器），然后滚动至 **Output**（输出）。
- 4 点燃火焰和 GC 就绪之后，验证输出是否稳定并且小于 <20 pA。

如果输出不稳定或 > 20 pA，则系统或载气可能被污染了。如果这些污染物被隔离于检测器中，则烘烤 FID。（请参见第 229 页上的“烘烤 FID”。）

安装 FID 保温罩组件（仅用于可转接 FID）

- 1 备齐下列各项：
 - 绝热体（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”。）
 - 保温罩组件
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

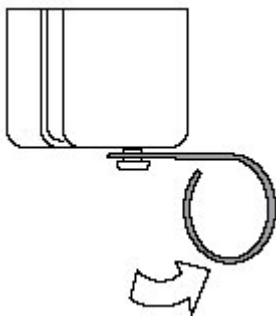
小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 将绝热体装配到保温罩中。令隔热层中的插槽对准保温罩中的插槽。

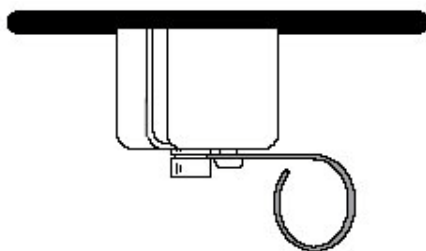
安装保温罩之前，毛细管色谱柱应该连接到检测器上。将填充色谱柱连接到检测器上时，安装保温罩之前需要盖上检测器接头以防止绝热体污染检测器。



- 4 将线弹簧杆推至右侧以开启孔盖。



- 5 已安装色谱柱的情况下，从柱箱内部将色谱柱穿过保温罩中的槽。将保温罩举过检测器接头，这样保温罩将触及柱箱顶部。应该可以看到接头中的凹槽。
- 6 将弹簧放入接头的凹槽内。

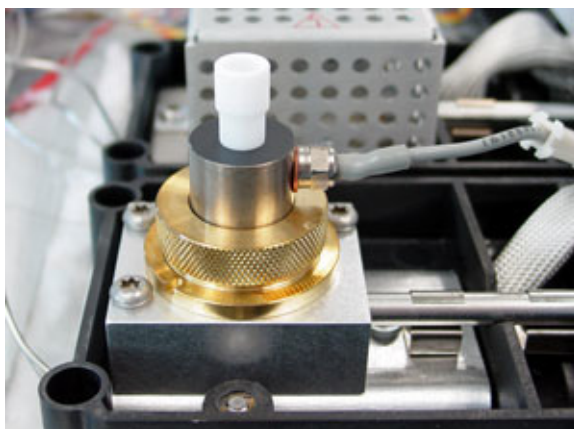


安装可选的 FID PTFE 排气管插件

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 1 点燃 FID 火焰。
- 2 将 PTFE 排气管插入 FID 保险盒。



注意

安装后，PIFE 排气管插件可以阻止点火。

烘烤 FID

警告

在将氢气用作载气时，须切断氢气供应并盖上市谱柱末端，以防柱箱发生爆炸。

- 1 已安装或未安装色谱柱时都要烘烤 FID。如果未安装色谱柱，则备齐下列各项（请参见第 196 页上的“用于 FID 的消耗品和零件”）：
 - 毛细管色谱柱转换接头（仅用于可转接 FID）
 - 色谱柱螺母
 - 无孔密封垫圈
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

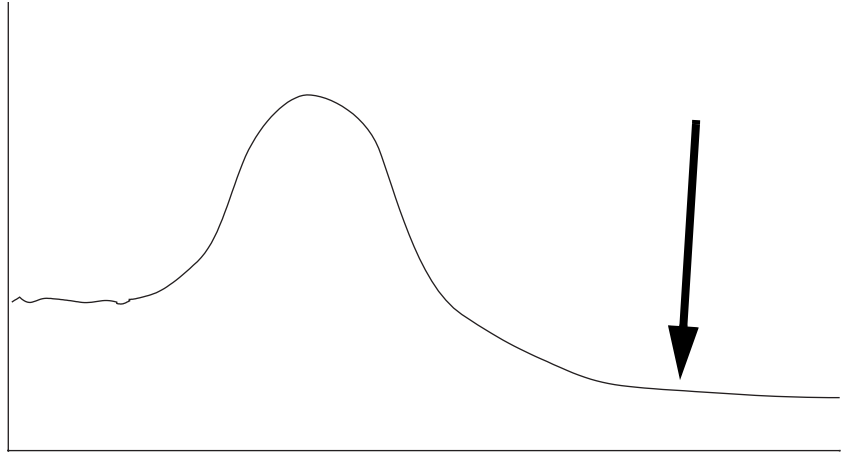
警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 如果已拆下色谱柱，则用毛细管色谱柱转换接头、色谱柱螺母和无孔密封垫圈塞住检测器连接口。

维持通过色谱柱的惰性载气流量，或从 GC 上取下色谱柱。
- 4 将检测器温度设为 350 至 375 °C。
- 5 将流量设置为正常工作值。
- 6 点燃 FID 火焰。
- 7 将柱温设置为 250 °C 或比正常最高工作温度高 25 °C。但不要超过色谱柱温度的上限值。

- 8 将这种温度保持 30 分钟或直至基线稳定在一个比较低的值。基线通常会上升，然后降至比初始基线要低的一个最终值。



- 9 恢复分析方法并使 FID 平衡。
- 10 检查 FID 输出值。该数值应低于第一次的读数。如果不是，请与 Agilent 服务代表联系。

未安装色谱柱的情况下，清洁系统的基线应该为 $< 20 \text{ pA}$ 。

- 11 如果 FID 中未安装色谱柱，则安装色谱柱。（请参见第 205 页上的“将毛细管色谱柱安装到 FID 中”。）



12 维护 TCD

用于 TCD 的消耗品和零件 232

将毛细管色谱柱安装到 TCD 中 234

安装可选的 TCD 毛细管色谱柱转换接头 236

安装具有可选 TCD 毛细管色谱柱转换接头的毛细管色谱柱 237

烘烤去除来自 TCD 的污染物 240



用于 TCD 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

标准 TCD 色谱柱部件

表 34 用于将色谱柱连接到 TCD 的标准零件

色谱柱	说明	单位	部件号
毛细管	螺母， 1/8 英寸内径， Swagelok 黄铜	10 个 / 包	5180-4103
	后密封垫圈，用于 0.1 至 0.53 毫米毛细管色谱柱	10 个 / 包	5182-3477
	前密封垫圈，用于 0.53 毫米毛细管色谱柱	10 个 / 包	5182-9673
	前密封垫圈，用于 0.32 毫米毛细管色谱柱	10 个 / 包	5182-9676
	前密封垫圈，用于 0.1 毫米、 0.2 毫米和 0.25 毫米毛细管色谱柱	10 个 / 包	5182-9677
	1/8-英寸 Swagelok 堵头		5180-4124
1/4-英寸填充柱	1/4 英寸填充柱转换接头		G1532-20710
	1/8 英寸内径的聚酰亚胺 / 石墨密封圈	10 个 / 包	0100-1332
	螺母， 1/8 英寸内径， 黄铜	10 个 / 包	5180-4103
	密封垫圈，聚酰亚胺， 1/4-英寸	10 个 / 包	5080-8774
	1/4 英寸内径管状螺母， 黄铜	10 个 / 包	5180-4105
	1/8-英寸 Swagelok 堵头		5180-4124
1/8-英寸填充柱	密封垫圈， 1/8 英寸聚酰亚胺 / 石墨	10 个 / 包	0100-1332
	螺母， 1/8 英寸内径， 黄铜	10 个 / 包	5180-4103
	1/8-英寸 Swagelok 堵头		5180-4124

可选 TCD 毛细管色谱柱部件

表 35 可选 TCD 毛细管色谱柱转换接头部件

说明	单位	部件号
毛细管色谱柱转换接头		G1532-80540
密封垫圈，聚酰亚胺， 1/8-英寸	10 个 / 包	0100-1332
螺母，黄铜， 1/8-英寸	10 个 / 包	5180-4103

表 36 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的 色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细 管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细 管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

将毛细管色谱柱安装到 TCD 中

- 1 备齐下列各项：
 - 前密封垫圈（请参见第 232 页上的“用于 TCD 的消耗品和零件”。）
 - 后密封垫圈
 - 色谱柱螺母
 - 色谱柱切割器
 - 7/16 英寸扳手
 - 实验室用纸巾
 - 无毛手套
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或进样口可能很热，会造成烫伤。如果进样口很热，请戴上耐热手套以保护您的手。

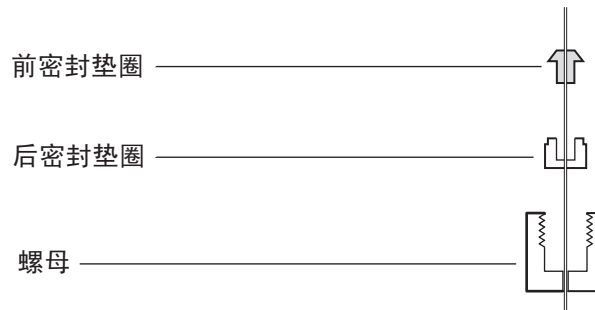
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

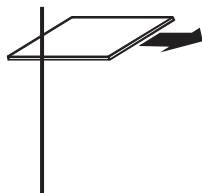
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

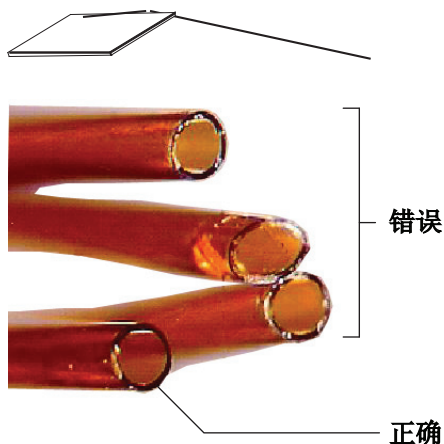
- 3 将密封垫圈和 1/8 英寸 Swagelok 黄铜螺母组装到色谱柱上。



- 4 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 5 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 6 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 7 将色谱柱插入进样口，直至其底部。
- 8 将色谱柱螺母和密封垫圈沿色谱柱向上滑入检测器，并用手拧紧螺母。
- 9 将色谱柱向外拉出 1 毫米。再用扳手将色谱柱螺母拧紧 1/4 圈，或者拧紧到色谱柱不再移动为止。


安装可选的 TCD 毛细管色谱柱转换接头

- 1 备齐下列各项：
 - 毛细管色谱柱转换接头（请参见第 232 页上的“用于 TCD 的消耗品和零件”。）
 - 1/4-英寸和 7/16 英寸扳手
 - 1/8-英寸黄铜螺母
 - 1/8-英寸聚酰亚胺密封垫圈
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。


小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

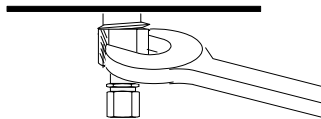
- 3 将黄铜螺母和密封垫圈组装到毛细管色谱柱转换接头上。

1/8 英寸密封垫圈 

1/8 英寸螺母 

毛细管色谱柱转换器 

- 4 将转换接头组件安装到检测器接头中并用手拧紧。再用扳手拧紧。



安装具有可选 TCD 毛细管色谱柱转换接头的毛细管色谱柱

- 1 备齐下列各项：
 - 密封垫圈（请参见第 232 页上的“用于 TCD 的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱切割器
 - 色谱柱螺母
 - 1/4-英寸和 7/16 英寸扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

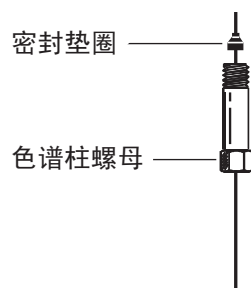
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

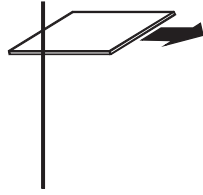
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

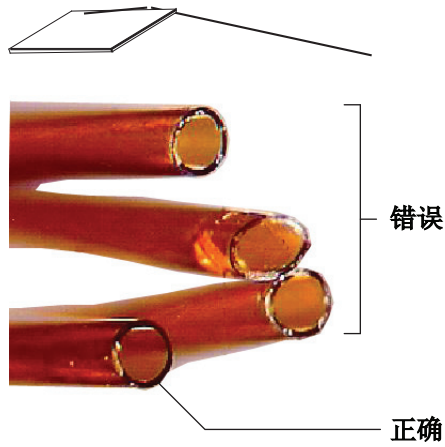
- 3 将毛细管色谱柱螺母和垫圈安装到色谱柱上。



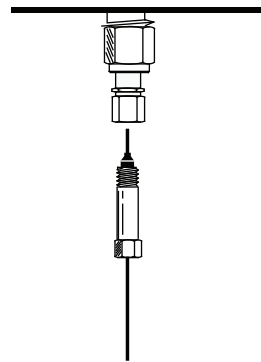
- 4 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



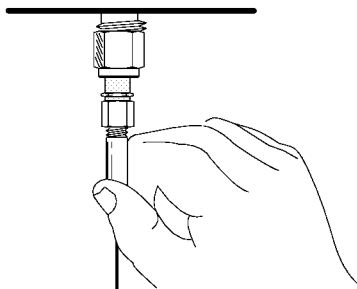
- 5 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 6 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 7 将色谱柱轻轻插入进样口，直至其底部。切勿再试图强行插入。



- 8 将色谱柱螺母和密封垫圈沿色谱柱向上滑入转换接头，并用手拧紧螺母。



- 9 将色谱柱向外拉出 1 毫米。再用扳手将螺母拧紧 1/4-圈。紧固后的色谱柱应无法移动。

烘烤去除来自 TCD 的污染物

要在色谱柱已安装或检测器已封死的情况下进行烘干操作。

小心

如未安装此色谱柱，则须关闭 TCD 灯丝并封死检测器色谱柱接头，以免因检测器中混入氧气而给灯丝造成无法修复的损坏。

- 1 如未安装色谱柱，则封死检测器入口。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 2 关闭 TCD 灯丝。
- 3 如果色谱柱已连接到进样口，则维持通过色谱柱的惰性载气流量。

警告

在将氢气用作载气时，须切断氢气供应并盖上市谱柱末端，以防柱箱发生爆炸。

- 4 将参比气体流速设定在 20 至 30 mL/min 之间。
- 5 将检测器温度设为 375 °C。
- 6 在 375 °C 下维持数小时。
- 7 如果已拆下色谱柱，则先安装它。（请参见第 234 页上的“[将毛细管色谱柱安装到 TCD 中](#)”。）
- 8 调用分析方法。

警告

小心！柱箱或检测器接头可能很热，会造成烫伤。

- 9 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度，然后重新拧紧接头。



13 维护 uECD

有关 uECD 的重要安全信息	242
用于 uECD 的消耗品和零件	244
uECD 零件分解图	246
更换 uECD 熔融石英混合衬管和安装尾吹气转换接头	247
将毛细管色谱柱安装到 uECD 中	251
安装 uECD 的绝缘罩	254
烘烤 uECD	256

本部分介绍微电子捕获检测器 (uECD) 的日常维护工作。有关此检测器的重要安全与法规信息, 请参考检测器随附的常规信息小册子和 CD。



有关 uECD 的重要安全信息

uECD 包含镀有 ^{63}Ni （一种放射性同位素）的检测池。检测器所释放的相应能级的 β 粒子穿透力很小 — 人体皮肤的表层或几层纸即可阻挡大部分 — 但当这种同位素被人体吸收或吸入时会造成伤害。因此，请小心操作该检测池。在不使用本检测器时请盖上检测器的进样口和出样口接头。决不要让腐蚀性化学物质进入检测器。将检测器排出的废气排放至实验室外。

参考本检测器随附的安全文档，以获取有关本设备安全、维护以及本设备符合当地政府法规的重要详细信息。

警告

必须避免使用那些能与镍 63 起反应进而产生挥发性生成物或导致镀膜发生物理降解的物质。这些物质包括氧化性化合物、酸、湿卤素、湿硝酸、氢氧化铵、硫化氢、多氯联苯 (PCB) 和一氧化碳。以上所列并非全部，但指出了能对镍 63 检测器造成损害的化合物。

警告

如果（尽管不太可能发生）柱箱和检测器加热区同时进入热失控状态（最大限度并不受控制地加热至 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上），且检测器处于此状态超过 12 小时，则按如下步骤操作：

- 1 首先切断主电源令仪器冷却，然后盖上检测器进样口和排气口的开口。戴上一次性塑胶手套，查看常规实验室安全注意事项。
- 2 按照许可验证表（部件号 19233-90750）中给出的说明将该检测池返回以进行处理。
- 3 附上一封说明误用过程的信件。

即便在如此异常的情况下，也不太可能发生放射性物质溢出该检测池的情况。但这种情况有可能造成检测池内部镍 63 镀层的永久损坏；因此必须返回该检测池以进行更换。

警告

切勿使用溶剂来清洗微电子捕获检测器 (uECD)。

警告

除非获得当地核管理机构的许可，否则您不能自行打开该微电子捕获检测器 (uECD) 检测池。切勿拧动该单元上的四个凹头螺钉。这些螺钉的作用是将检测池的两个部分固定在一起。在美国，如果用户拆下或松动这些螺钉，将违反免税条款并可能造成安全问题。

在操作 uECD 期间：

- 决不要吃、喝或吸烟。
- 当使用或靠近打开的 uECD 时始终佩戴护目镜。
- 佩戴防护服装，如实验室外套、护目镜和手套，并遵守良好实验室操作规范。在操作完 uECD 后用中性的非研磨清洗剂彻底洗手。
- 在不使用 uECD 时请盖上进样口和出样口接头。
- 将 uECD 排气口连接到通风橱或引出至室外。参见美国最新联邦法规第 10 卷第 20 部分（包括附录 B），或参见所适用的州法规。对于其他国家的同等要求，请咨询相应机构。

Agilent Technologies 建议采用 6 毫米（1/4 英寸）或以上内径的放空管线。采用此内径管道时，其长度并非关键因素。

用于 uECD 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 37 uECD 消耗品和零件

说明	部件号 / 数量
熔融石英收口混合衬管	G2397-20540
尾吹气转换接头	G3433-63000
ECD 擦拭放射检测工具箱	18713-60050
隔热层	19234-60715 (1 个 / 包)
保温罩组件	19234-60700
螺母, 1/4 英寸 Swagelok 转换接头	5180-4105 (10 个 / 包)
密封垫圈, 掺有石墨的聚酰亚胺, 1/4 英寸	5080-8774 (10 个 / 包)
毛细管色谱柱堵死螺母	5020-8294
1/4-英寸检测器转换接头, 用于 1/8-英寸填充柱	19301-80530

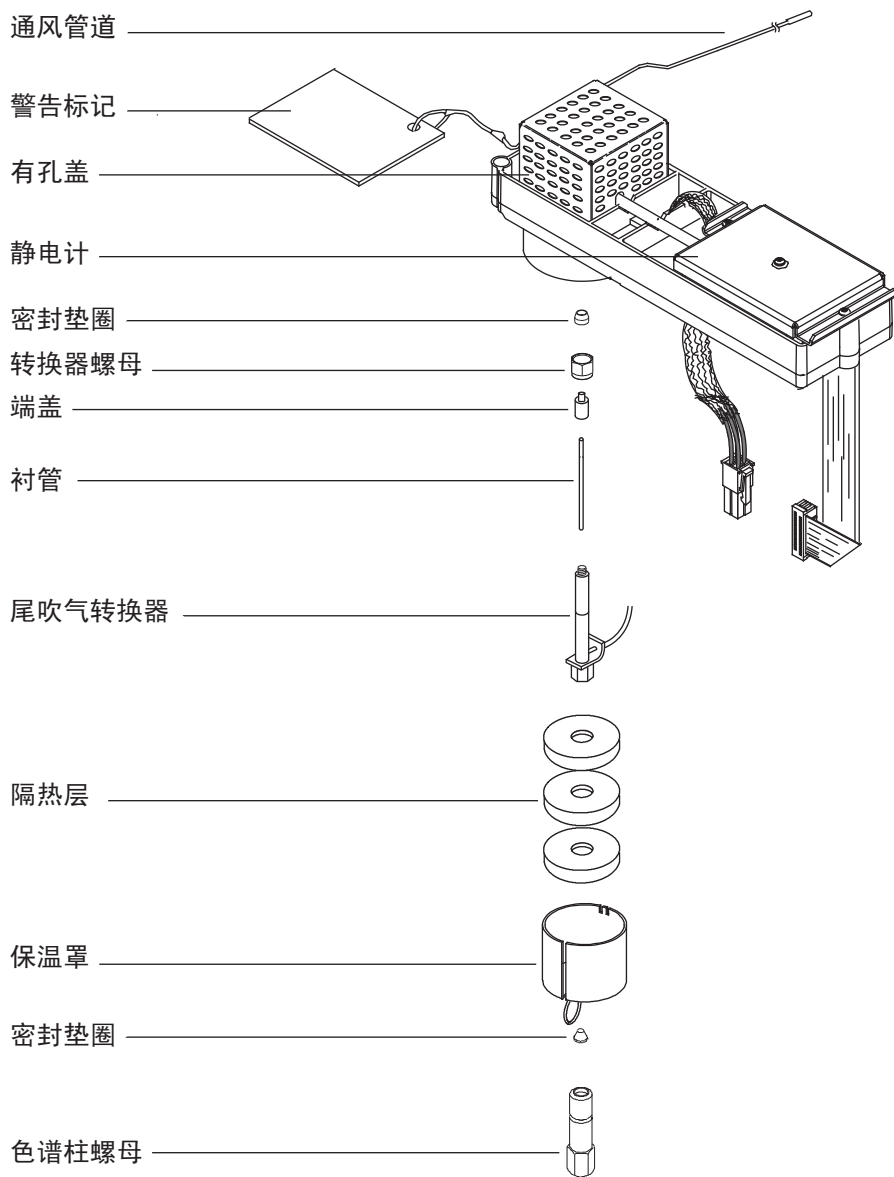
表 38 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292

表 38 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米 的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内 径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米 和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米 的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米 内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米 和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米 内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	440-1000

uECD 零件分解图



更换 uECD 熔融石英混合衬管和安装尾吹气转换接头

1 备齐下列各项：

- 熔融石英收口混合衬管（请参见第 244 页上的“用于 uECD 的消耗品和零件”。）
- 1/4 英寸 Swagelok 螺母
- 1/4 英寸聚酰亚胺 / 石墨密封圈
- 9/16 英寸扳手
- 甲醇
- 无毛手套

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

3 从检测器基座上取下保温罩。

4 从尾吹气转换接头上取下色谱柱。

小心

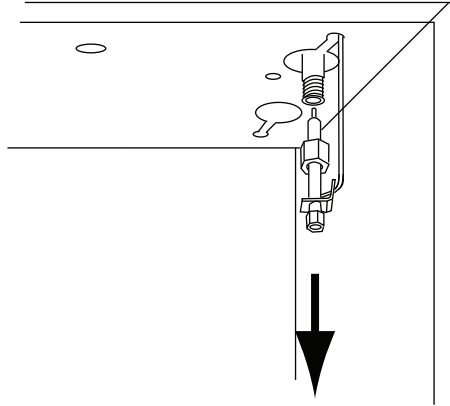
切勿伸缩 / 弯曲尾吹气转换接头上的管线，以免其损坏。

5 取下尾吹气转换接头。

- a 用扳手旋松转换接头螺母，从 uECD 上平滑取出尾吹气转换接头。取下密封垫圈。

尾吹气转换接头仍将和供气管相连接，并悬挂在柱箱内。

- b 调整转换接头位置，以确保对转换接头的维护工作能够方便而不受阻碍地进行。

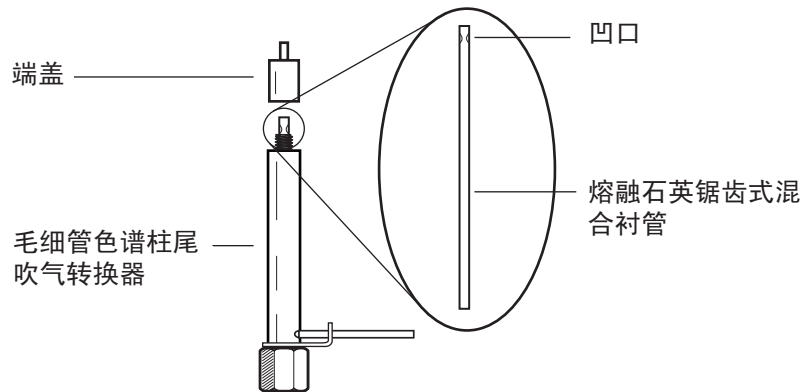


6 旋松并取下转换接头端盖。

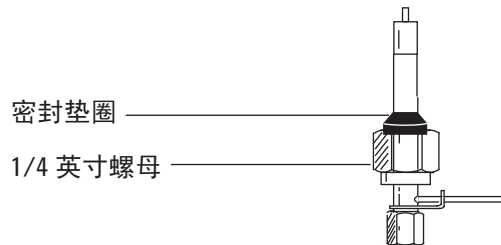
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

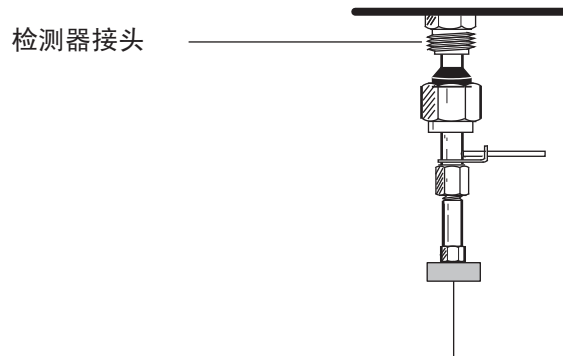
- 7 取下熔融石英收口混合衬管并检查。如果损坏或沾染了样品或石墨，请将其更换。
- 8 将转换接头端盖放入甲醇中，超声波清洗。用甲醇清洗尾吹气转换接头的外表面。
- 9 将熔融石英收口混合衬管安装在尾吹气转换接头中，然后安上端盖。熔融石英收口混合衬管上的凹口必须位于转换接头端盖一侧。



10 在尾吹气转换接头上放置一个 1/4 Swagelok 螺母和密封垫圈。



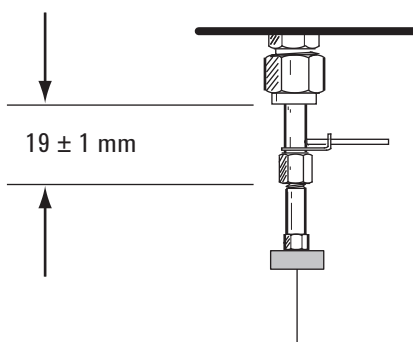
11 将转换接头慢慢地径直装入检测器接头。如必要，可以轻摇转换接头，以确保转换接头自始至终正确安放在检测器接头中。注意不要刮破色谱柱末端。



12 用手拧紧螺母，然后再用 9/16 英寸扳手将其拧紧。

如果转换接头安装正确，则 1/4-英寸螺母和转换接头底部之间的距离应为 19 ± 1 毫米。如果此距离在 22 至 23 毫米之间，则将转换接头安装在检测器接头内。

13 维护 uECD



13 连接色谱柱。（请参见第 251 页上的“将毛细管色谱柱安装到 uECD 中”。）

14 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

将毛细管色谱柱安装到 uECD 中

1 备齐下列各项：

- 密封垫圈（请参见第 244 页上的“用于 uECD 的消耗品和零件”。）
- 色谱柱螺母
- 隔垫
- 色谱柱
- 1/4 英寸、5/16 英寸和 9/16 英寸扳手
- 色谱柱切割器
- 无毛手套

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

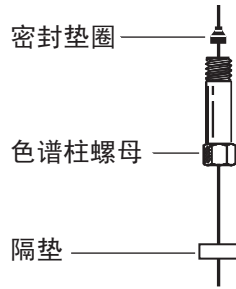
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

3 调用进样口维护方法并等候 GC 准备就绪。

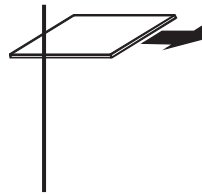
小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

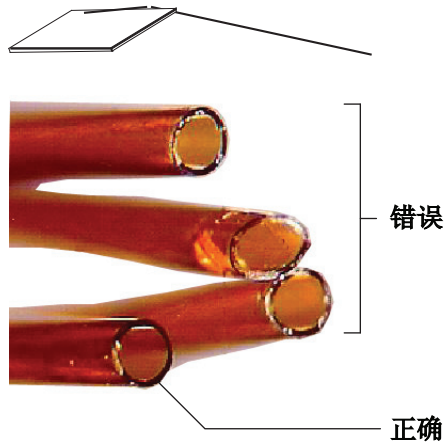
4 将隔垫（如果色谱柱内径 0.2 mm）、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



- 5 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



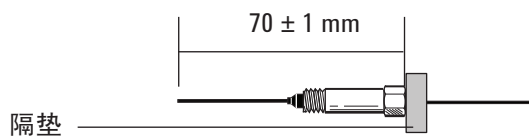
- 6 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器（与刻线相对着）将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 7 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
8 安装色谱柱。

如果色谱柱内径为 200 微米或更大值，则将色谱柱推入转换接头，直至抵达凹口。将其拉回 1 至 2 毫米，然后用一把 5/16 英寸扳手固定住转换接头螺母，用另一把 1/4 英寸扳手拧紧色谱柱螺母。

如果内径小于 200 微米，则在带隔垫的色谱柱上从末端开始标出长度为 70 ± 1 毫米的一段。将色谱柱和螺母插入转换接头，令隔垫位于色谱柱螺母后面，然后用一把 5/16 英寸扳手固定住转换接头螺母，用另一把 1/4 英寸扳手拧紧色谱柱螺母。



- 9 在加热检测器后，重新拧紧 9/16 英寸尾吹气转换接头螺母和 1/4 英寸色谱柱螺母。

安装 uECD 的绝缘罩

1 备齐下列各项：

- 螺母保温层（参见第 244 页上的“用于 uECD 的消耗品和零件”。）
- 保温罩组件

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

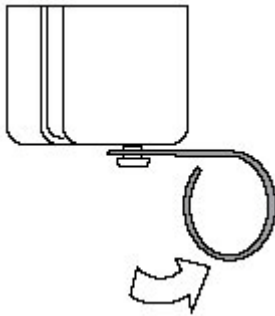
警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

3 将隔热层安装到保温罩中。令隔热层中的插槽对准保温罩中的插槽。

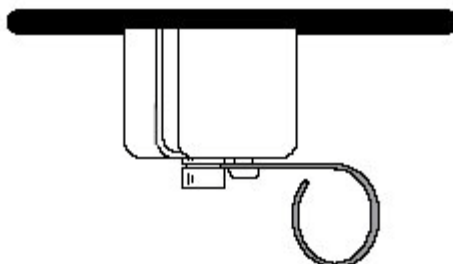


4 将线弹簧杆推至右侧以开启孔盖。



5 安装上毛细管色谱柱以防检测器被隔热层材料污染，然后将色谱柱平滑插入保温罩插槽，并将保温罩置于尾吹气转换接头上。

- 6 向上滑动保温罩，令其接触到柱箱顶部，这时可以看到尾吹气转换接头中的凹槽。
- 7 将弹簧放入尾吹气转换接头的凹槽内。



烘烤 uECD

警告

除加热操作之外，检测器的分解和 / 或清洁工作只能由接受过放射性物质处理培训并获得操作许可的人员进行。可以在其他步骤中清除放射性同位素镍⁶³的痕量，这种镍同位素可造成有害的 b- 辐射和 x- 辐射。

小心

为防止放射性物质对该区域造成有害污染，须始终将检测器排气口连接至通风橱，或者按照美国最新联邦法规第 10 卷第 20 部分或经美国核管理委员会批准通过的州规定的要求采取其他通风措施（仅适用于美国）。对于其他国家的同等要求，请咨询相应机构。

1 备齐下列各项：

- 色谱柱螺母和无孔密封垫圈（见第 244 页上的“用于 uECD 的消耗品和零件”。）
 - 带任意色谱柱密封垫圈的堵死螺母
- 2 当检测器和柱箱处于正常操作温度下时，显示检测器输出。按 **[Front Det]**（前检测器）或 **[Back Det]**（后检测器）。记录 **Output**（输出）的值，供以后进行比较。
 - 3 调用 **GC 维护方法**并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

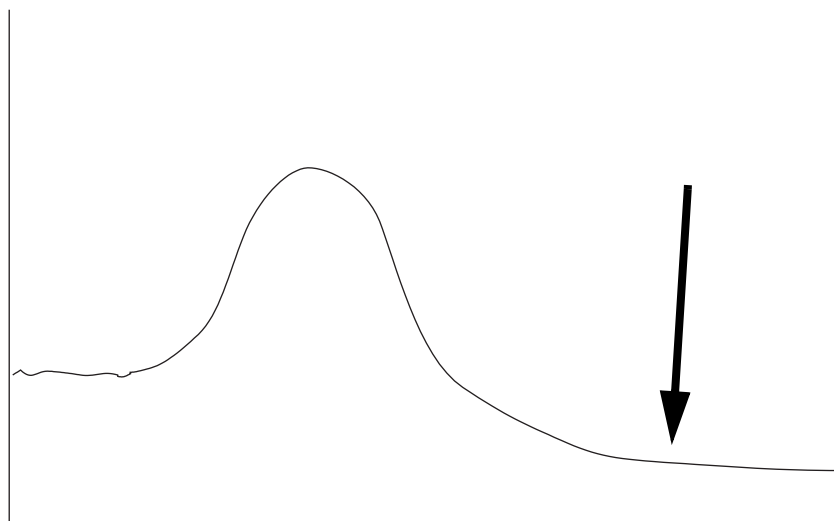
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

- 4 如果色谱柱最高温度小于 < 250 °C，则从检测器上取下色谱柱。

- 5 如果已拆下色谱柱，则用色谱柱螺母和无孔密封垫圈塞住检测器接口。

维持通过色谱柱的惰性载气流量，或从 GC 上取下色谱柱。

- 6 将 uECD 温度设定在 350 至 375 °C 之间，将尾吹气流速设定为 60 mL/min，将柱温设定为 250 °C。如果已拆下色谱柱，则将柱箱关闭以保护色谱柱。
- 7 如果 uECD 上已安装了色谱柱，则将柱温设定为 250 °C。如果已拆下色谱柱，则将柱箱关闭以保护色谱柱。
- 8 令热清洗连续进行数小时，然后让系统冷却至正常工作温度。下图所示为一个典型清洗周期内的检测器输出。



- 9 查看控制表上的 uECD 输出值。该数值应低于第一次的读数。如果不是，请与 Agilent 服务代表联系。
- 10 重新安装毛细管色谱柱。
- 11 恢复分析方法。



14 维护 NPD

用于 NPD 的消耗品和零件 260

NPD 零件分解图 263

选择 NPD 喷嘴 264

将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 NPD 266

将毛细管色谱柱安装到 NPD 中 268

更换 NPD 铷珠组件 272

维护 NPD 收集极、陶瓷绝缘体和喷嘴 279

检查 NPD 泄漏电流 285

烘烤 NPD 286



用于 NPD 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

选择喷嘴之前，请参见第 264 页上的“选择 NPD 喷嘴”。

表 39 NPD 零件

说明	部件号 / 数量
收集极	G1534-20530
螺丝, M3 x 0.5 x 8 毫米	0515-0655
NPD 白陶瓷铱珠组件	G1534-60570
NPD 黑陶瓷铱珠组件	5183-2007
NPD Blos 铱珠组件	G3434-60806
螺丝, M4 x 10 毫米	0515-2495
J 型夹	1400-0015
NPD 陶瓷绝缘工具包 • 上和下金属“C”形圈 • 上和下陶瓷绝缘体	5182-9722
保温罩	19234-60720
NPD 化学样品解决方案, 内有 0.65 ppm 偶氮苯、1000 ppm 正十八烷、1 ppm 溶剂为异辛烷的马拉硫磷杀虫剂和 3 个安瓿	18789-60060
NPD 上盖支架	G1534-20590
色谱柱转换接头 (仅用于可转接 NPD)	
FID/NPD 毛细管色谱柱转换接头	19244-80610
1/8 英寸填充柱转换接头	19231-80520
1/4 英寸填充柱转换接头	19231-80530
1/4 英寸填充玻璃柱转换接头	G1532-20710
1/4 英寸色谱柱螺母	5180-4105 (10 个 / 包)
1/4 英寸聚酰亚胺 / 石墨密封圈	5080-8774 (10 个 / 包)

表 40 用于毛细管优化接头的喷嘴

喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
带有扩展喷嘴的毛细管柱用喷嘴（推荐使用）	G1534-80580	0.29 毫米 (0.011 英寸)	51.5 mm
毛细管	G1531-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	43 mm
毛细管柱用高温喷嘴	G1531-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	43 mm

表 41 用于可转接接头的喷嘴

喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
带有扩展喷嘴的毛细管柱用喷嘴（推荐使用）	G1534-80590	0.29 毫米 (0.11 英寸)	70.5 mm
毛细管	19244-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	61.5 mm
毛细管柱用高温喷嘴	19244-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	61.5 mm
填充柱用喷嘴	18710-20119	0.46 毫米 (0.018 英寸)	63.6 mm

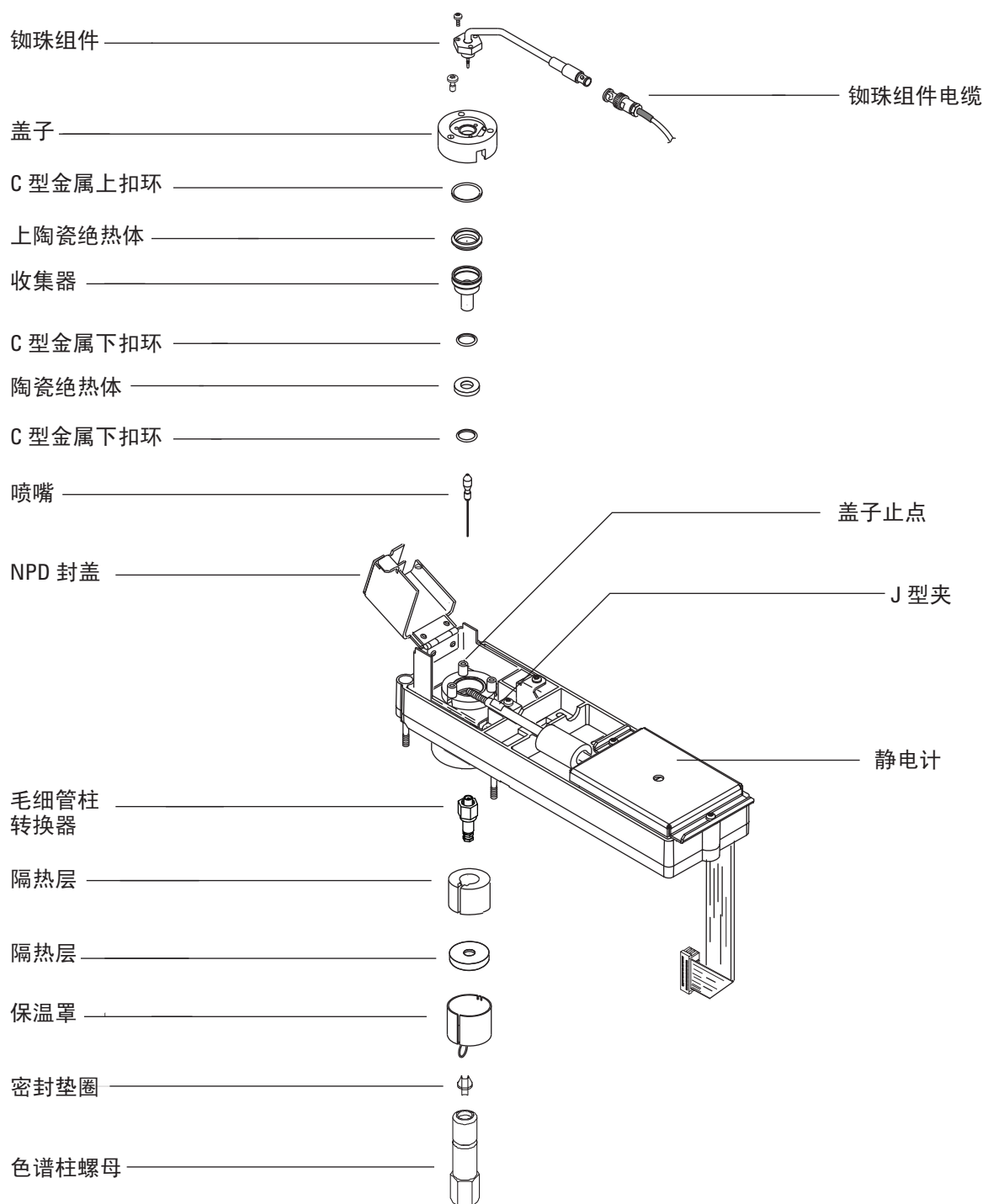
表 42 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色 谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母（0.53 毫米的色 谱柱）	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈，聚酰亚胺 / 石墨， 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈，石墨，0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母（0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱）	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292

表 42 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件（续）

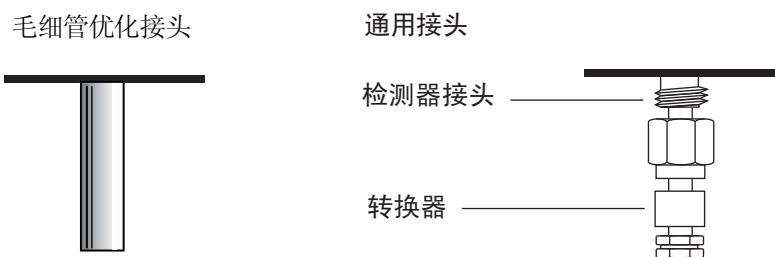
色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

NPD 零件分解图



选择 NPD 喷嘴

打开柱箱门并找到位于检测器底部的色谱柱接头。找到的色谱柱接头看起来要么是毛细管优化接头，要么是可转接头。



- 在使用中有可能阻塞喷嘴，这时可选用尖端内径更大的喷嘴。
- 当使用具有高柱流失的填充色谱柱时，二氧化硅会阻塞喷嘴。

对于毛细管优化接头，请从表 43 中选择一个。

表 43 用于毛细管优化接头的喷嘴

图 3 ID	喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
1	带有扩展喷嘴的毛细管柱用喷嘴（推荐使用）	G1534-80580	0.29 毫米（0.011 英寸）	51.5 毫米
2	毛细管	G1531-80560	0.29 毫米（0.011 英寸）	43 毫米
3	毛细管柱用高温喷嘴	G1531-80620	0.47 毫米（0.018 英寸）	43 毫米

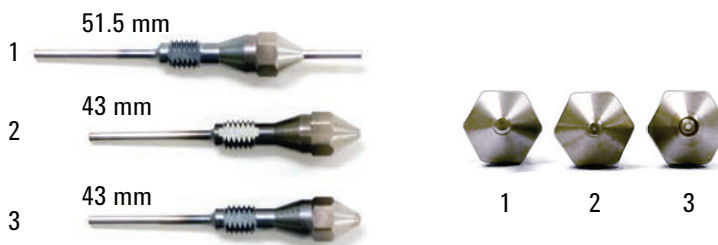


图 5 毛细管最优 NPD 喷嘴

对于可转接头，请从表 44 中选择一个。

表 44 用于可转接接头的喷嘴

图 4 ID	喷嘴类型	部件号	喷嘴尖端内径	长度
1	带有扩展喷嘴的毛细管柱用喷嘴 (推荐使用)	G1534-80590	0.29 毫米 (0.11 英寸)	70.5 mm
2	毛细管	19244-80560	0.29 毫米 (0.011 英寸)	61.5 mm
3	毛细管柱用高温喷嘴	19244-80620	0.47 毫米 (0.018 英寸)	61.5 mm
4	填充柱用喷嘴	18710-20119	0.46 毫米 (0.018 英寸)	63.6 mm



图 6 可转接 NPD 喷嘴

将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 NPD

- 1 备齐下列各项：
 - 转换接头（请参见第 260 页上的“用于 NPD 的消耗品和零件”。）
 - 1/4 英寸螺母
 - 1/4 英寸密封垫圈
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸扳手
 - 9/16-英寸开口扳手
 - 无毛手套
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

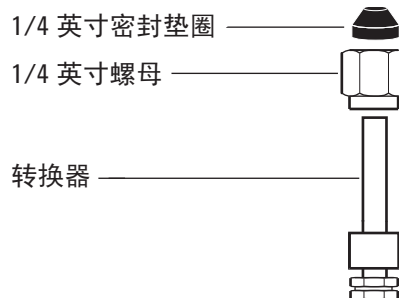
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

小心

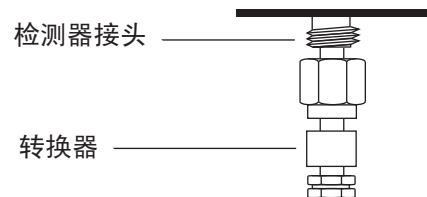
应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 为转换接头装配一个黄铜螺母和一个聚酰亚胺 / 石墨密封圈。



- 4 将转换接头尽量完全地径直插入至检测器底部。
- 5 将转换接头保持在此位置并用手拧紧螺母。

通用接头



- 6 再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。

将毛细管色谱柱安装到 NPD 中

- 1 备齐下列各项：
 - 色谱柱
 - 密封垫圈（请参见第 260 页上的“用于 NPD 的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱螺母
 - 色谱柱切割器
 - 1/4-英寸开口扳手
 - 隔垫
 - 异丙醇
 - 实验室用纸巾
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

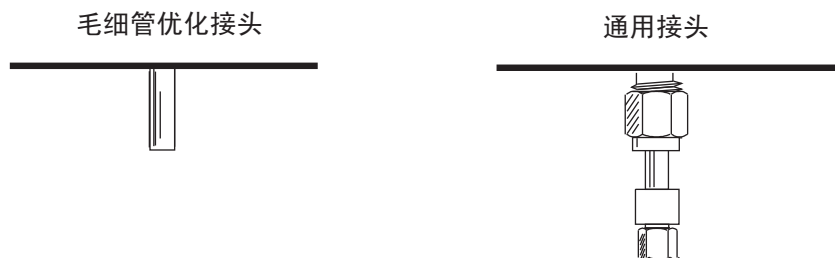
警告

小心！柱箱、进样口和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

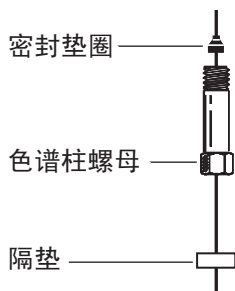
如果使用可转接的检测器，则需确认转换接头已安装。（请参见第 266 页上的“将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 NPD”。）



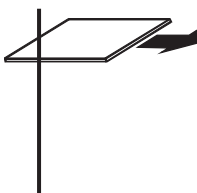
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

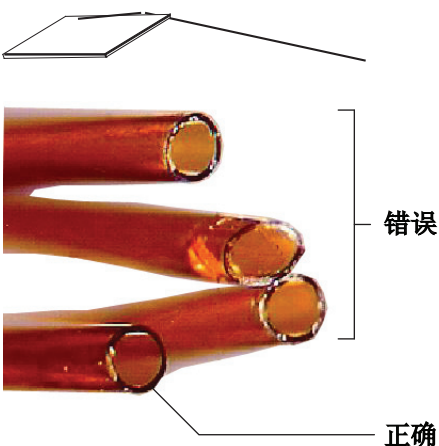
- 3 将隔垫 (if the column id is ≤ 0.1 mm)、毛细管色谱柱螺母和密封垫圈安装到色谱柱上。



- 4 用玻璃刻划工具在色谱柱上刻线。刻线必须同色谱柱垂直以确保断面整齐。



- 5 稳住色谱柱，对着色谱柱切割器 (与刻线相对着) 将色谱柱末端切割下来。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。

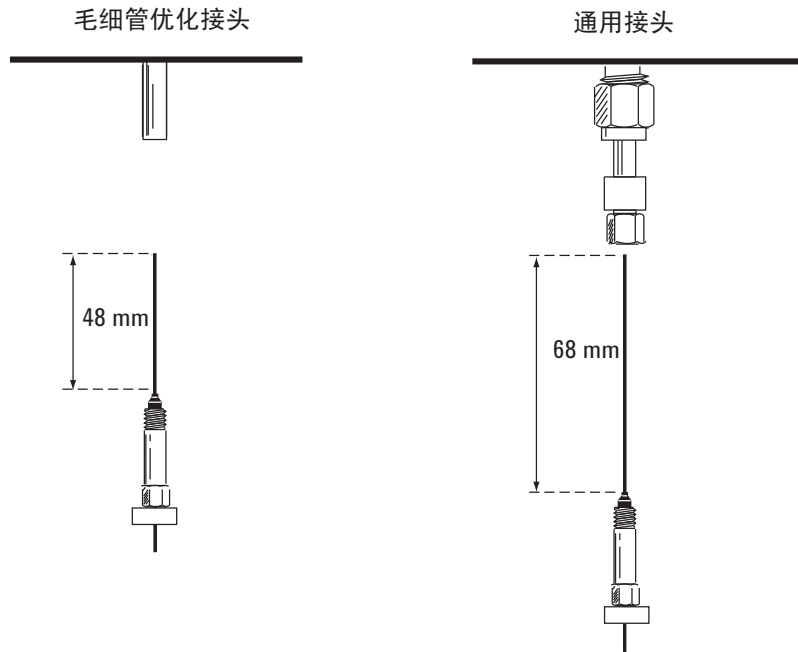


- 6 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 7 安装毛细管色谱柱。

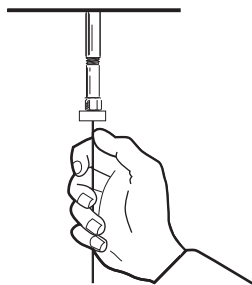
如果色谱柱的内径大于 0.1 毫米：

- a 将色谱柱轻轻插入进样口，直至其底部；切勿再试图强行插入。
- b 用手拧紧色谱柱螺母，然后将色谱柱抽出大约 1 毫米。再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。

如果色谱柱内径为 0.1 毫米或更小，则色谱柱将伸出密封垫圈达 48 毫米（毛细管优化接头）或 68 毫米（可转接接头）。向上滑动隔垫以将色谱柱螺母和密封垫圈固定在此位置。



- c 将色谱柱安装到检测器中。沿色谱柱将螺母和密封垫圈滑至检测器底部。用手拧紧色谱柱螺母，直至其夹紧色谱柱。
- d 调整色谱柱（非隔垫）位置以使隔垫与色谱柱螺母的底部对齐。再用扳手将螺母拧紧 1/4 圈。



更换 NPD 铷珠组件

- 1 备齐下列各项：
 - 备用 NPD 铷珠组件。（请参见第 260 页上的“用于 NPD 的消耗品和零件”。）
 - 无毛手套
 - T-10 螺丝刀

小心

铷珠易碎。小心不要打破或弄碎陶瓷珠。在维护 NPD 的过程中，请避免用手接触陶瓷珠，并防止其接触其他表面。

- 2 将 NPD 铷珠电压 (bead voltage) 设置为 **0.0**，然后将其关闭。（将铷珠电压设置为零后，首先确保重新打开铷珠时，电压是安全的。否则，关闭铷珠电压将保存可能会损坏新铷珠的高设定值。）

Agilent 数据系统用户：将铷珠电压设置为 0.0 之后，请保存数据系统的方法并关闭仪器会话。（请注意在某些数据系统版本中，您可能需要使用 GC 键盘设置电压。要做到这一点，键盘必须未被锁定，而且您必须关闭数据系统的 GC 参数屏幕。上传修订的设置，然后保存相应的方法并关闭仪器会话。）

- 3 将 **Adjust Offset**（调整补偿值）设置为 **Off**（关闭）。
- 4 将检测器冷却至 60 °C 或更低。打开所有气流阀。要使检测器冷却更快，则升起 GC 检测器外壳并打开装有铰链的 NPD 盖板。
- 5 取下 GC 检测器顶盖。

警告

电子设备顶盖打开时存在电击风险。

- 6 拆下电子设备盖板。请参见“拆下电子设备盖板”。



7 触摸任一检测器零件之前，请带上无毛手套。

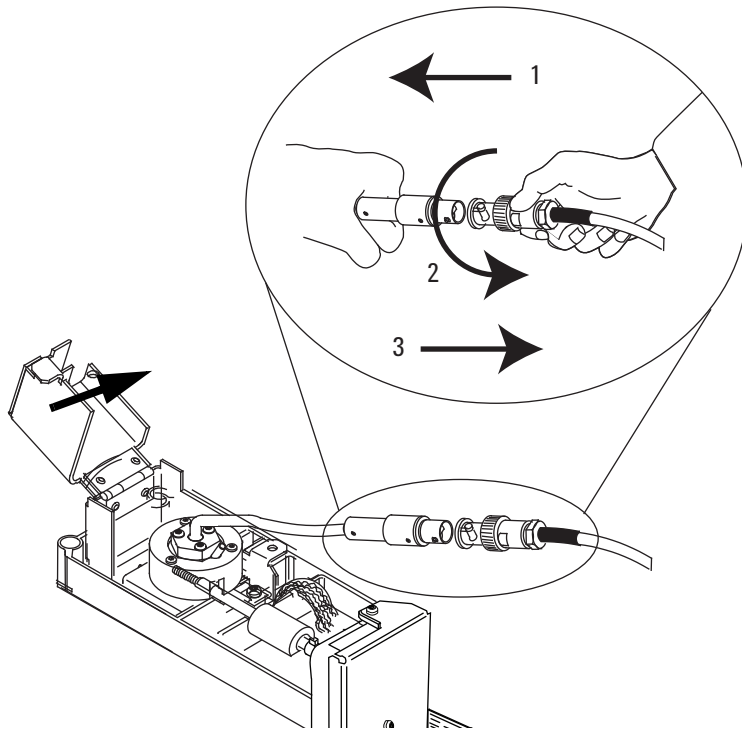
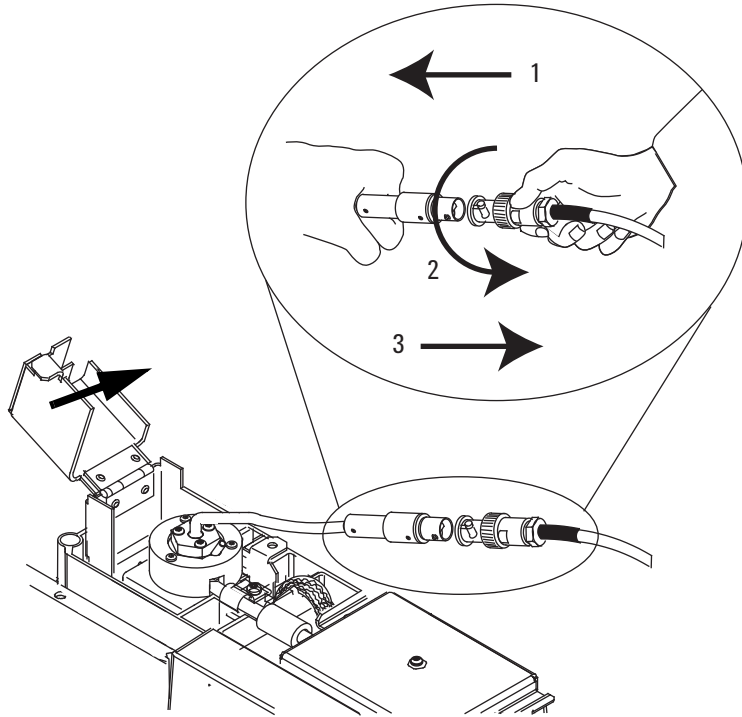
警告

小心！柱箱或检测器接头可能很热，会造成烫伤。

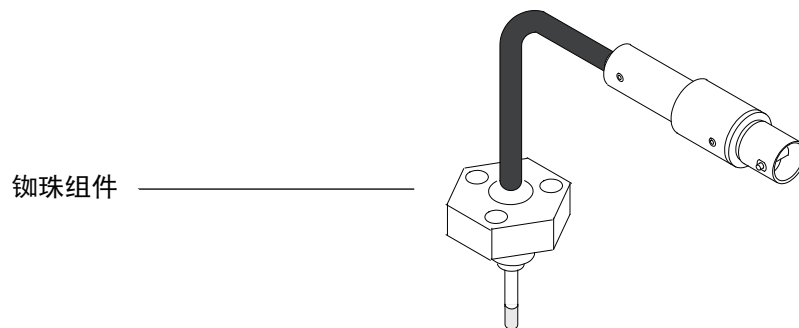
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

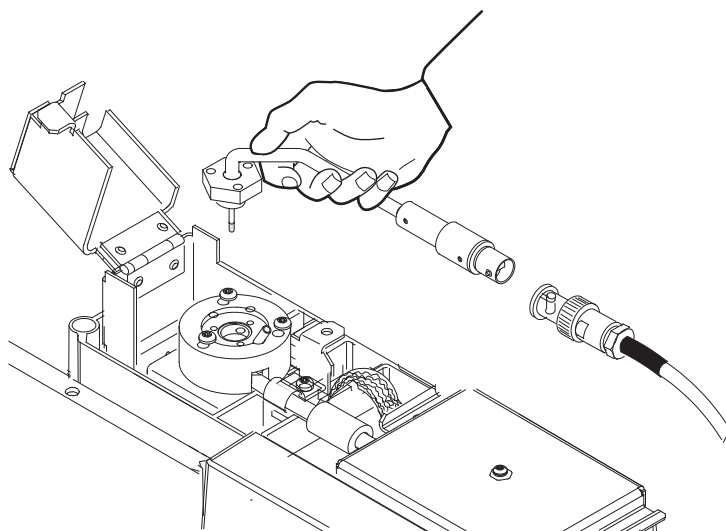
- 8 旋转环以断开铷珠组件电缆。推并旋转锁，这样按钮将向上滑入槽中，然后拉开电缆端。



9 从铷珠组件上取下 3 个 T-10 梅花螺丝。



10 轻轻地提起并取下旧的铷珠组件。避免碰撞收集极边上的铷珠。

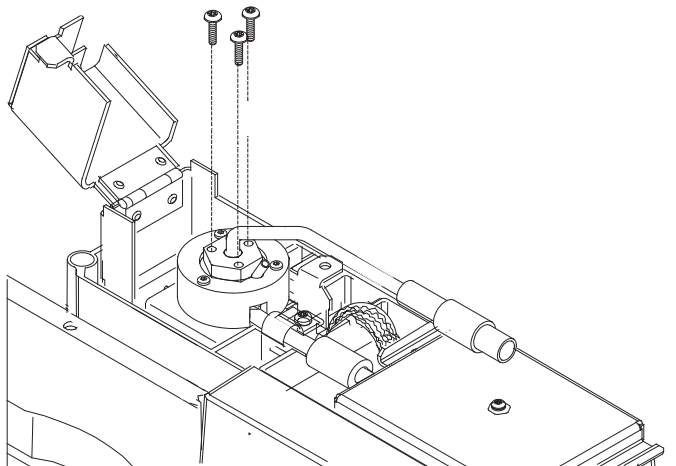


11 取下盖住新铷珠的保护端盖。

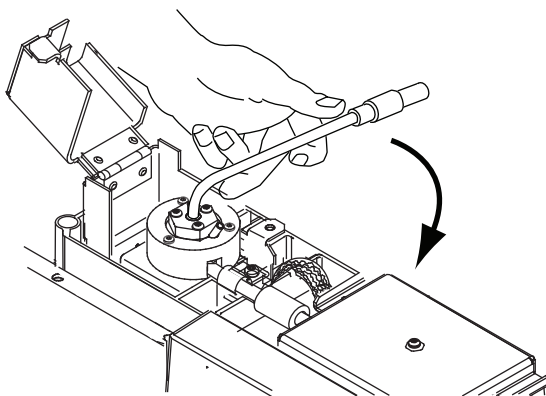
12 将新铷珠组件安装到 NPD 盖子上。注意不要碰撞盖子或收集极边上的铷珠。

13 更换螺丝。用手拧紧第一个螺丝；把剩下的螺丝拧得一般紧，然后完全拧紧第一个螺丝。不要将螺丝拧得过紧。

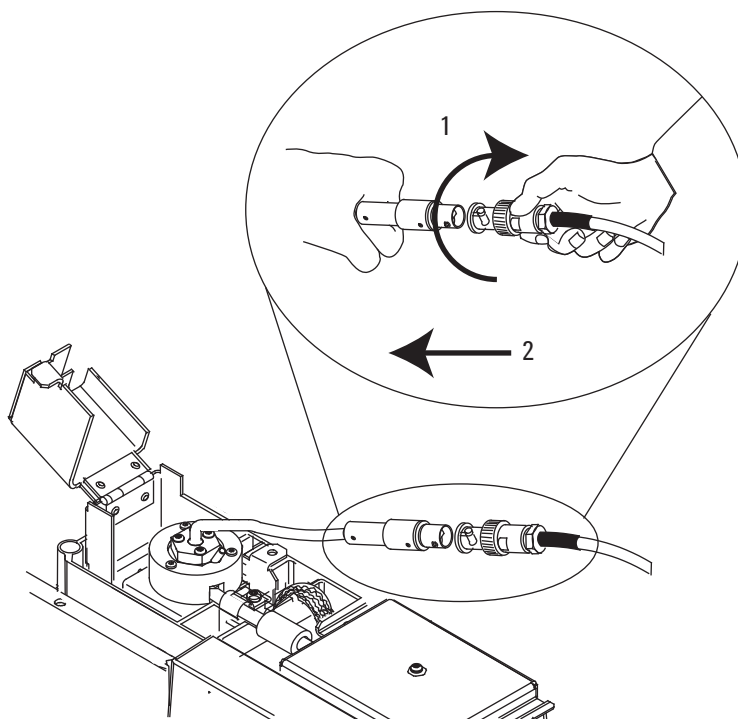
14 维护 NPD



14 小心地将铷珠组件电缆弯折 90°。



15 重新将铷珠组件电缆连接到 NPD 电缆并旋转环以锁定连接。



- 16 盖上 NPD 外壳，安装 GC 检测器顶盖并安装电子部件顶盖。必须关闭所有的外盖以使 NPD 基线比较稳定。
- 17 配置新的铷珠。
 - 设置铷珠类型。
 - 查看**最大铷珠电压**设置并进行调整（如有必要）。
 - 查看**干燥铷珠**和**自动调整铷珠**设置。
- 18 将 NPD 载气流恢复为正常工作值。
- 19 打开所有载气之后，将检测器加热至 150 °C 并持续大约 15 分钟，然后将温度升至 250 °C 并持续 15 分钟。
- 20 将温度升至工作值（推荐为 310 至 320 °C）。留 15 分钟进行平衡。
- 21 检查 NPD 泄漏电流（请参见第 285 页上的“[检查 NPD 泄漏电流](#)”。）如果是 > 2.0 pA，请确认铷珠的安装或参见《[6890 基本故障排除手册](#)》。
- 22 如果使用 Agilent 数据系统，则将其连接至仪器。
- 23 恢复分析方法。请确认检测器中的氢气、空气和尾气流速。

- 24 开始 **Adjust offset**（调整补偿值）过程。在 **Target offset**（目标补偿值）字段中输入所需的补偿值。**Blos** 铷珠的默认补偿值为 **20 pA**，白铷珠或黑铷珠的默认补偿值为 **30 pA**。对于白铷珠或黑铷珠，补偿值 **25 到 30 pA** 对大多数应用程序已足够了。更高的补偿值可能会缩短铷珠寿命。
- 25 重置铷珠计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。

维护 NPD 收集极、陶瓷绝缘体和喷嘴

更换喷嘴时，总是要安装新收集极、陶瓷绝缘体和“C”形圈。

更换收集极时，Agilent 建议更换陶瓷绝缘体和“C”形圈。

1 备齐下列各项：

- NPD 陶瓷绝缘工具包（请参见第 260 页上的“用于 NPD 的消耗品和零件”。）
- 收集极
- 铷珠外盖
- T-10 和 T-20 螺丝刀
- 镊子
- 棉签
- 溶剂
- 甲醇
- 喷嘴（请参见第 264 页上的“选择 NPD 喷嘴”）
- 无毛手套
- 已压缩和净化的干燥空气或氮气

小心

铷珠易碎。小心不要打破或弄碎陶瓷珠。在维护 NPD 的过程中，请避免用手接触陶瓷珠，并防止其接触其他表面。

2 将铷珠电压设置为 **0.0**，并将 **Adjust Offset**（调整补偿值）设置为 **Off**（关闭）。

3 检查并记下 NPD 泄漏电流以供参考。（请参见第 285 页上的“检查 NPD 泄漏电流”。）

4 调用 **GC 维护方法** 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱或检测器接头可能很热，会造成烫伤。

5 取出铷珠。（请参见第 272 页上的“更换 NPD 铷珠组件”。）

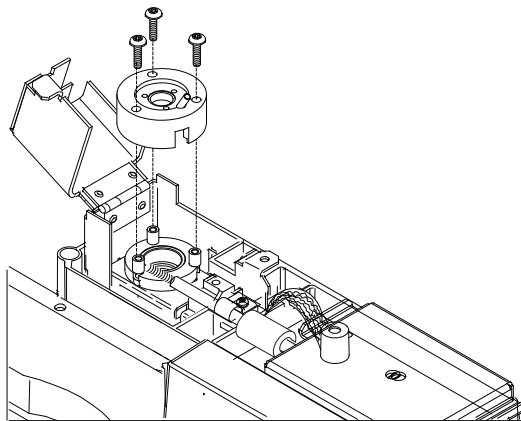
小心

此步骤用来取出连接杆弹簧。在操作 FID 时，小心不要碰到该弹簧或损伤其外形。任何灰尘或弯曲都将降低该检测器的灵敏度。

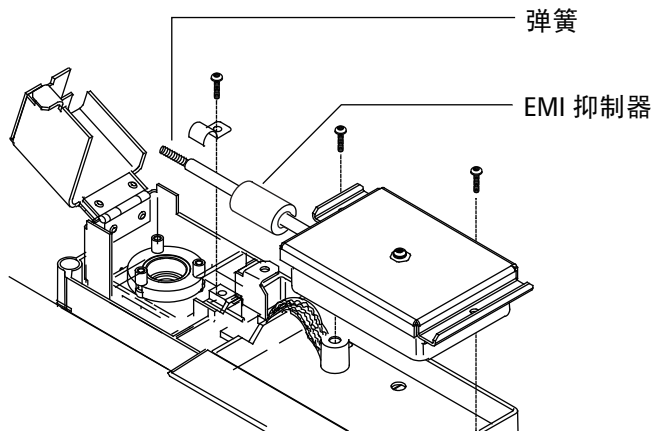
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 6 拆下固定盖子的螺丝，并取下盖子。“C”形圈（上）和陶瓷绝缘体（上）可能附连着盖子。



- 7 拆下固定静电计和静电计连接杆的螺丝。



- 8 将静电计拉出检测器以释放连接杆。将静电计旋至右侧以获得工作区。小心不要触及或弯曲弹簧。小心不要弄丢 EMI 抑制器。

- 9 如果大的金属“C”形圈和陶瓷绝缘体（上）没有连接在盖子上，则将它们取下。
- 10 取下收集极。如果检测器在很高的温度下运作，则收集极零件可能粘在检测器中。轻轻地推并扭动零件以破坏密封垫。

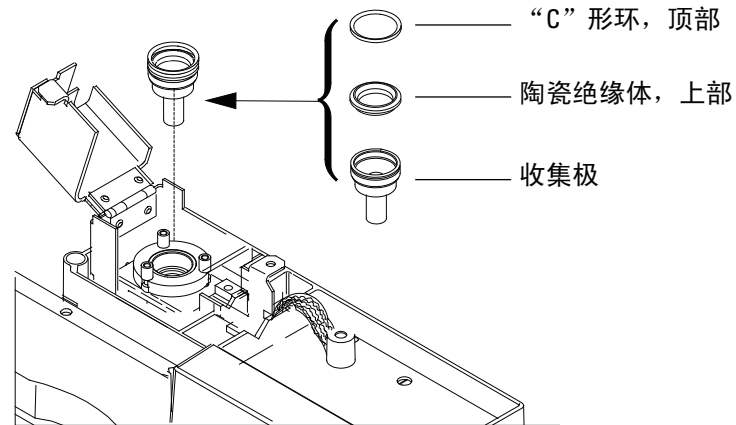


图7 NPD 收集极、上绝热体和“C”形圈

- 11 用镊子取出下陶瓷绝热体和收集极上下的两个“C”形圈。如果这些零件粘在一起，则不要分开它们。如果它们没有粘在一起，请记住哪一个金属环位于绝热体上面，哪一个位于下面。零件必须被重新组装在同一方向。

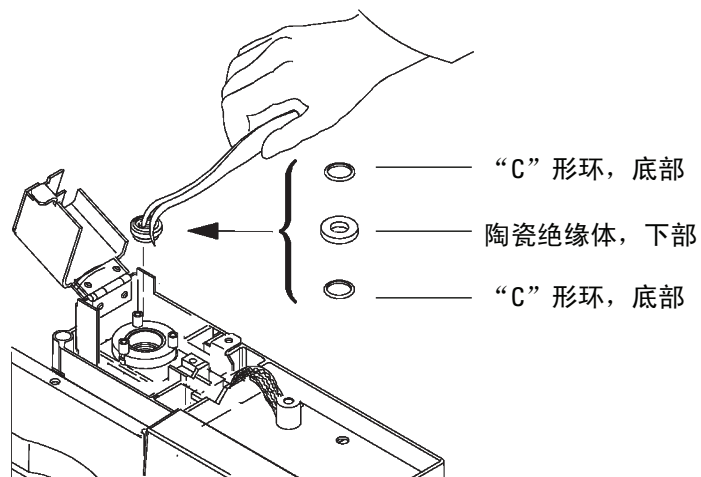
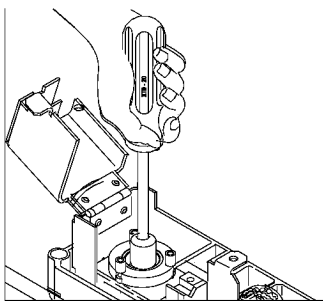


图8 NPD 下陶瓷绝热体和“C”形圈

- 12 如果不更换喷嘴，则跳至步长 19。
- 13 将色谱柱从检测器上取下。

- 14 用螺母起子松开喷嘴。

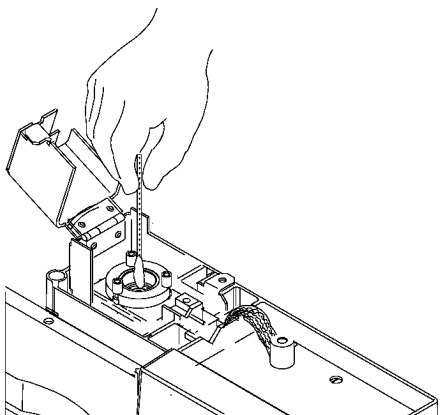


- 15 将喷嘴径直地拉出检测器。如有必要，可以用镊子。

小心

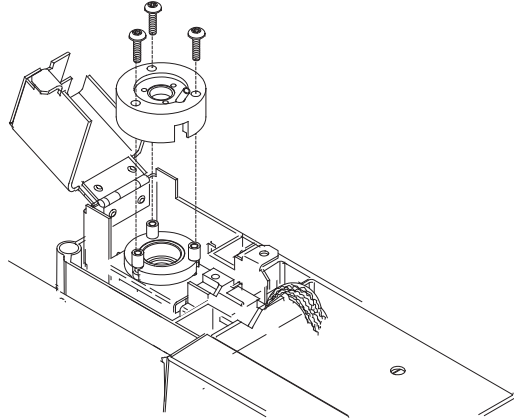
可转接 NPD 喷嘴长于毛细管色谱柱最优 NPD 延长喷嘴，因此切勿将其安装在毛细管色谱柱最优检测器上。

- 16 将喷嘴放入检测器中。
- 17 用手拧紧喷嘴之后，用螺母起子再拧紧 1/6 圈。切勿拧得太紧。
- 18 将色谱柱连接到检测器上。（请参见第 266 页上的“将毛细管色谱柱转换接头连接到可转接 NPD”。）
- 19 用浸有溶剂的棉签从收集极内部和喷嘴周围清洁残留物。如果收集极看起来很脏，则更换一个新的。

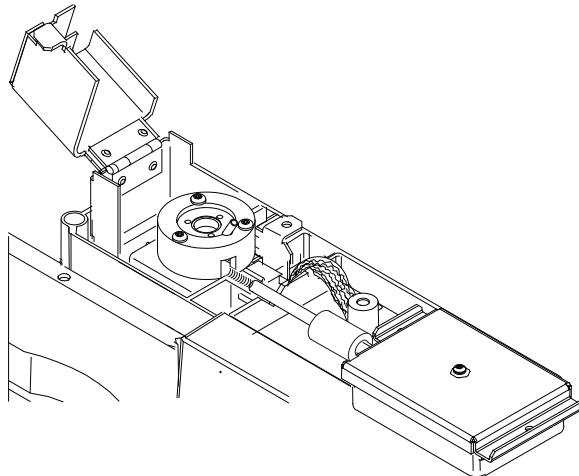


- 20 安装“C”形圈下扣环、陶瓷绝缘体和“C”形圈上扣环。请参见图 7。
- 21 安装收集极。

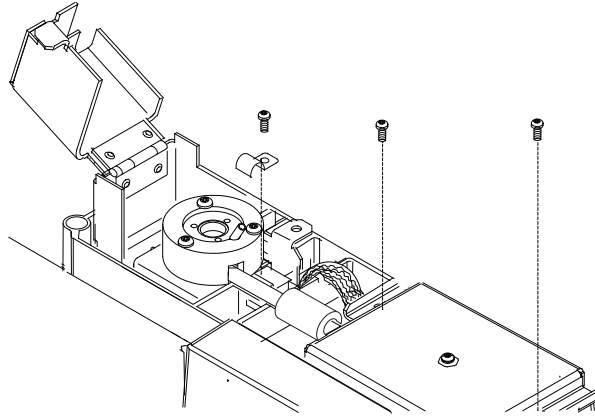
- 22 安装上陶瓷绝缘体和收集极上面的“C”形圈（上）。请参见图 8。
- 23 安装顶盖，确保 NPD 上盖支架插入其插槽中。拧紧每个螺丝时要保持盖子水平直至螺丝触及盖子。拧紧各个螺丝，注意使螺丝受力均匀，每次拧紧 1/2 圈直至拧紧。切勿拧得太紧。



- 24 将静电计连接杆滑进盖上的插槽，并将静电计放入安装样品盘中。小心不要触及或弯曲弹簧。



- 25 安装 J 型夹和螺丝以将静电计固定在样品盘上。



- 26 安装铷珠组件并恢复正常操作条件。（请参见第 272 页上的“[更换 NPD 铷珠组件](#)”。）（除非更换铷珠计数器，否则不要重置铷珠计数器。）

安装新收集极零件之后，NPD 泄漏电流应该更低。（请参见第 285 页上的“[检查 NPD 泄漏电流](#)”。）如果泄漏电流出现异常，则检查检测器相应的重新装配（特别是静电计连接杆与收集极组件连接的地方）和渗漏情况。

- 27 重置 EMF 计数器。请参见 *操作手册* 中的 [重置 EMF 计数器](#)。

检查 NPD 泄漏电流

- 1 调用分析方法。
- 2 将 **NPD Adjust Offset**（NPD 调整补偿值）设置为 **Off**（关闭）并将 **Bead Voltage**（铷珠电压）设置为 **0.00 V**。
 - 使 NPD 处于操作温度
 - 打开或关闭载气流
- 3 按 [**Front Detector**]（前检测器）或 [**Back Detector**]（后检测器），然后滚动至 **Output**（输出）。
- 4 验证输出（泄漏电流）是否稳定并且小于 $< 2.0 \text{ pA}$ 。

输出应该慢慢地降至 0.0 pA ，并应该稳定在十分之一微微安。电流大于 $> 2.0 \text{ pA}$ 说明有问题。

烘烤 NPD

警告

在将氢气用作载气时，须切断氢气供应并盖上市谱柱末端，以防柱箱发生爆炸。

- 1 已安装或未安装色谱柱时都要烘烤 NPD。如果未安装色谱柱，则备齐下列各项（请参见第 260 页上的“用于 NPD 的消耗品和零件”）：
 - 毛细管色谱柱转换接头（仅用于可转接 NPD）
 - 色谱柱螺母
 - 无孔密封垫圈
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

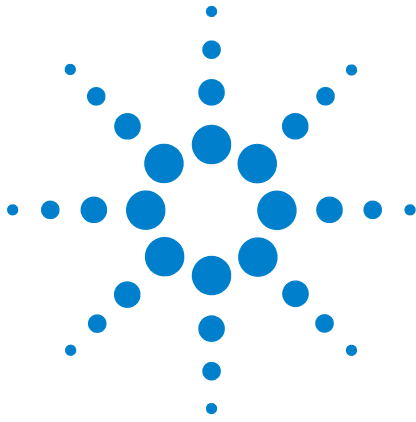
小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 将铷珠电压 (bead voltage) 设置为 0，然后将其关闭。
- 4 如果已拆下色谱柱，则用毛细管色谱柱转换接头、色谱柱螺母和无孔密封垫圈塞住检测器连接口。

维持通过色谱柱的惰性载气流量，或从 GC 上取下色谱柱。
- 5 将流量设置为正常工作值。
- 6 将检测器温度设置为高于典型方法温度设定值 25 °C。
- 7 将柱温设置为 250 °C 或比正常最高工作温度高 25 °C。但不要超过色谱柱温度的上限值。
- 8 请保持此温度 15 到 30 分钟。
- 9 如果 NPD 中未安装色谱柱，则安装色谱柱。（请参见第 268 页上的“[将毛细管色谱柱安装到 NPD 中](#)”。）
- 10 还原分析方法，并允许 NPD 在工作温度和流量时持续平衡 10 到 30 分钟。
- 11 检查 NPD 泄漏电流请参见第 285 页上的“[检查 NPD 泄漏电流](#)”。

12 启动 NPD 铷珠自动调整过程。有关详细信息，请参见 [7890 系列高级用户指南](#)。

对于新的陶瓷珠，允许有 4 到 24 小时进行平衡的时间，或对于新的 Blos 铷珠，允许有 1 到 2 小时进行平衡的时间。



15 维护 FPD⁺

用于 FPD ⁺ 的消耗品和零件	290
FPD ⁺ 零件分解图	292
将填充柱转换接头安装到 FPD ⁺ 中	293
将毛细管色谱柱连接到 FPD ⁺	295
更换 FPD ⁺ 波长过滤器	297
拆下 FPD ⁺ 盖板	300
更换 FPD ⁺ 点火器	302
安装 FPD ⁺ 盖板	304
清洁 FPD ⁺ 铜焊接件	305



用于 FPD⁺ 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

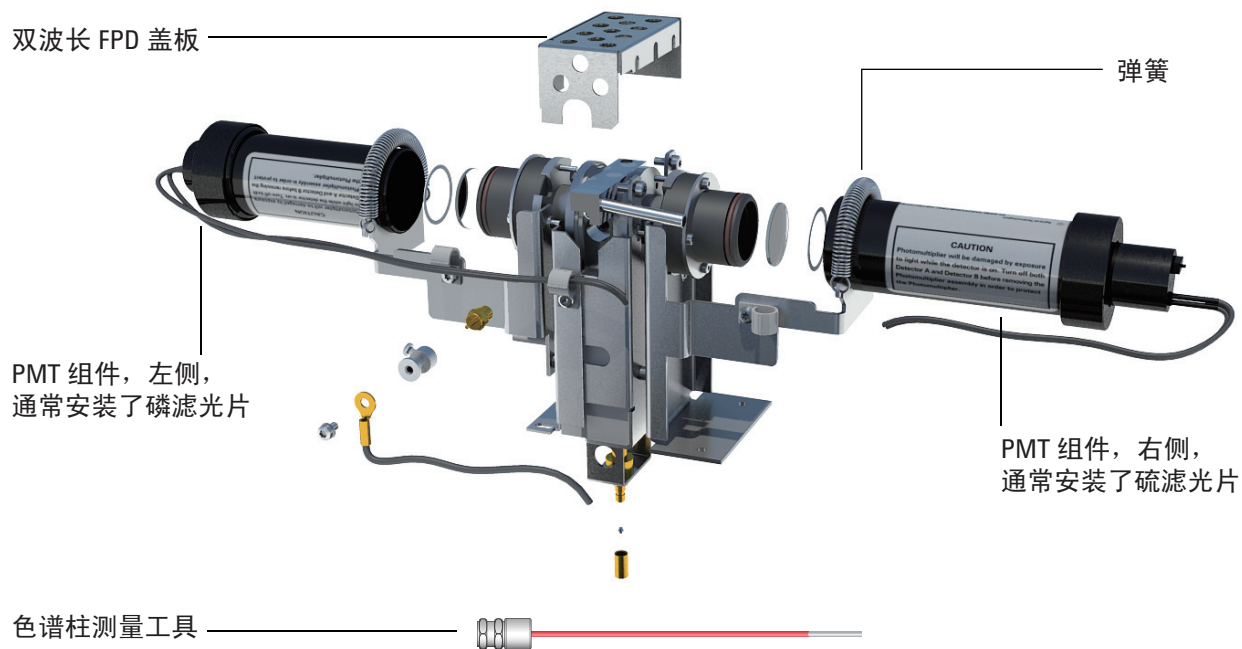
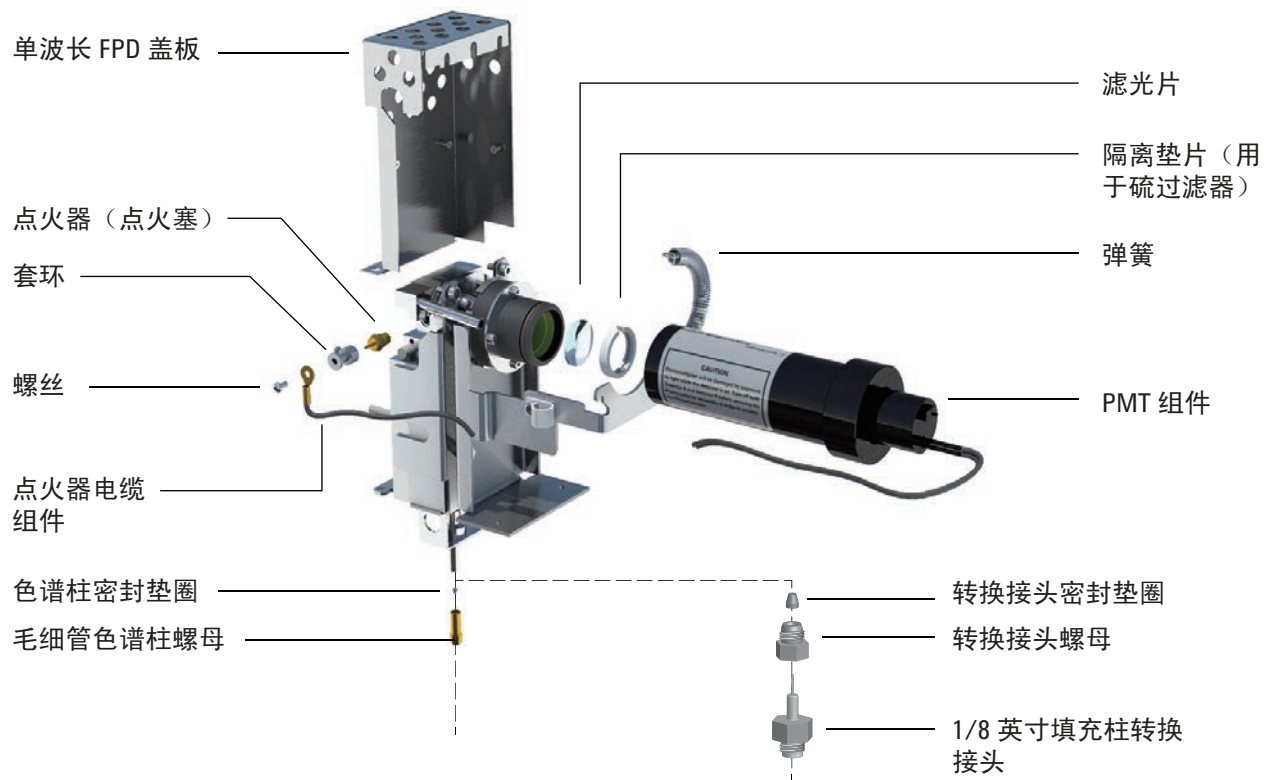
表 45 FPD 耗材

说明	部件号 / 数量
硫滤光片	1000-1437
硫滤光片垫片	19256-20910
磷滤光片	19256-80010
出管组件	G3435-60330
用于出管组件的 O-形圈	0905-1014
点火器	19256-60750
T-10 螺丝, M3 x 6 毫米	0515-0680
夹头	19256-20690
色谱柱测量工具	G3435-81380
用于固定光电倍增管的弹簧	1460-1160
1/8 英寸填充柱转换接头组件, 包括:	G3435-60350
• 1/8 英寸填充柱转换接头, 惰性	G3435-60340
• 1/8-英寸填充柱转换接头螺母	G3435-20375
• 1/8-英寸填充柱转换接头密封垫 圈 (10 个 / 包)	5062-3538
预防性维护工具包, 单 FPD ⁺	G3435-67000
预防性维护工具包, 双 FPD ⁺	G3436-67000

表 46 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	440-1000

FPD⁺ 零件分解图



将填充柱转换接头安装到 FPD⁺ 中

此过程适用于 1/8-英寸金属填充柱。

1 备齐下列各项：

- FPD 填充柱转换接头（请参见第 290 页上的“用于 FPD⁺ 的消耗品和零件”。）
- 适用于 530-微米色谱柱的聚酰亚胺密封垫圈
- 7/16 英寸扳手
- 5/16 英寸扳手
- 1/8-英寸螺母和密封垫圈，用于 1/8-英寸填充柱
- 转换器螺母
- 无毛手套

2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

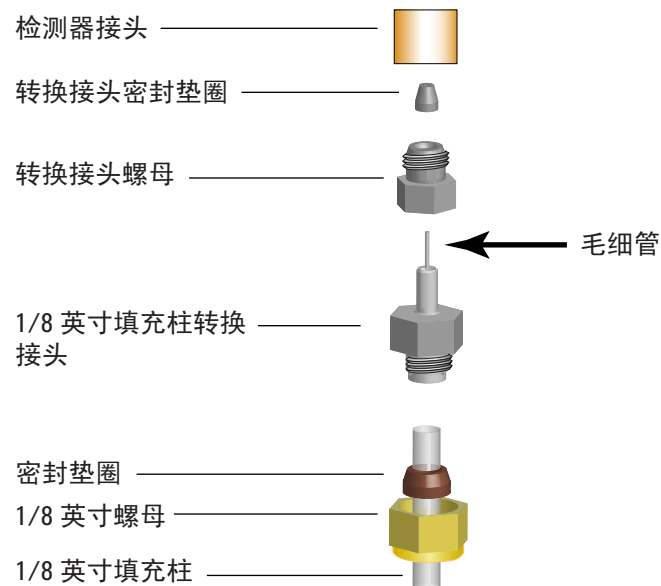
警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

小心

应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

3 将 1/8-英寸螺母和密封垫圈安装到填充柱上。



- 4 将 1/8-英寸金属填充柱安装到色谱柱转换接头上。
- 5 用手拧紧色谱柱，然后再用两个扳手拧紧 1/8 圈。

小心

小心拿取此转换接头，安装填充柱，然后将此转换接头安装到检测器底座上。将样品携带到检测器中的毛细管管壁很薄，用力拿取可能会损坏毛细管。

- 6 将转换接头螺母和密封垫圈安装到转换接头上。
- 7 小心地将转换接头组件装入检测器接头。对齐转换接头，使它尽可能垂直地进入检测器接头。避免按压转换接头毛细管。转换接头螺母应该可以自由转动。

将毛细管色谱柱连接到 FPD⁺

- 1 备齐下列各项：
 - 色谱柱测量工具（请参见第 290 页上的“用于 FPD⁺ 的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸和 7/16 英寸扳手
 - 色谱柱螺母
 - 密封垫圈
 - 毛细管色谱柱
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

警告

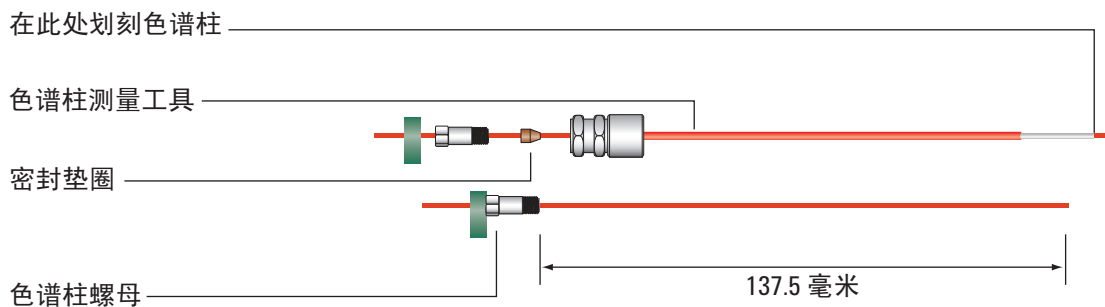
在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

小心

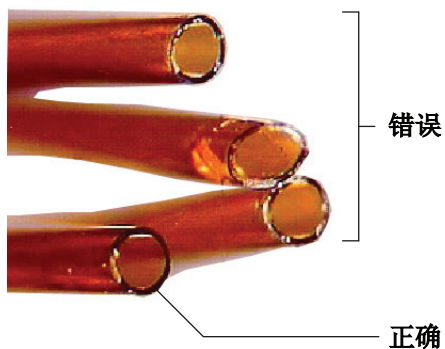
应佩戴干净的无尘手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将隔垫、色谱柱螺母和密封垫圈装配到色谱柱末端上。

- 4 将色谱柱末端插入色谱柱测量工具，这样色谱柱末端将伸出测量工具。



- 5 拧紧色谱柱螺母，直至其夹紧色谱柱。再用一对扳手将螺母拧紧 1/8 至 1/4 圈。使隔垫紧贴色谱柱螺母基座。
- 6 用毛细管切割磁片以 45° 的角度在色谱柱上刻线。
- 7 猛地折断色谱柱末端。色谱柱可能大约伸出工具末端 1 毫米。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 8 从工具中取下色谱柱、螺母和套接密封垫圈。
- 9 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 10 小心地通过螺纹将套接色谱柱向上旋入检测器接头。用手拧紧色谱柱螺母，然后再用扳手拧紧 1/8 圈。

更换 FPD⁺ 波长过滤器

小心

切勿直接用手触摸该过滤器。为保证最佳性能并避免刮擦，请在装配过滤器和将其插入装配件时佩戴无毛手套。

- 1 备齐下列各项：
 - 带有过滤器垫片的硫滤光片（请参见第 290 页上的“用于 FPD⁺ 的消耗品和零件”。）
 - 磷滤光片
 - 棉签
 - 透镜擦拭用薄纸
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。
- 3 关闭光电倍增管 (PMT)。
 - a 选择 [**Front Det**]（前检测器）或 [**Back Det**]（后检测器）。
 - b 滚动到 **PMT voltage**（PMT 电压）。
 - c 按 **Off**（关闭）。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

小心

光电倍增管 (PMT) 对光线极其敏感。在拆下光电倍增管 (PMT) 外壳或打开放射池前，须始终关闭静电计（从而切断光电倍增管的高压）。如不这样做，将破坏光电倍增管 (PMT)。

即使关闭了静电计，也要防止光电倍增管 (PMT) 受室内光线照射。在拆下外壳进行必要操作后，须重新盖上外壳，在将光电倍增管 (PMT) 曝光前须将其末端朝下，以避免光线照射或降低其受室内光照射的强度。短期曝光（始终关闭静电计）并不会损坏光电倍增管，但长期曝光将导致其灵敏度逐渐降低。

- 4 断开支撑 PMT 组件的止动弹簧与支架的连接。通过旋转，将组件从过滤器外壳中拉出。

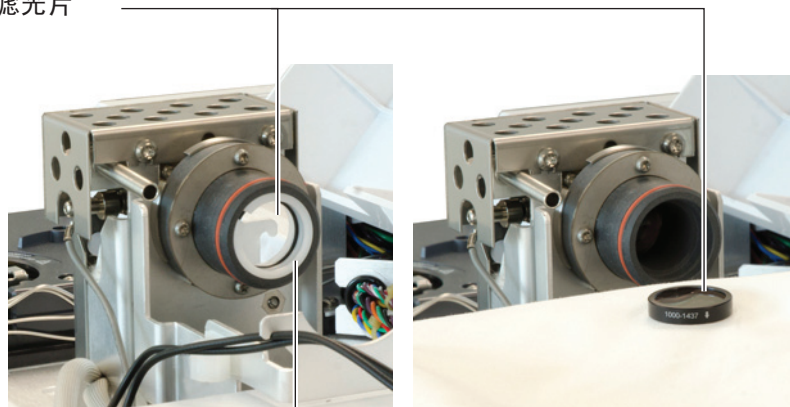


5 为防止光线损坏 PMT，请盖上端口或面朝下放置。



- 6 将一块清洁的布放在过滤器外壳下面以接住过滤器。
- 对于磷滤光片，则用牙签或棉签的木尖端将过滤器从外壳中取出。
 - 对于硫滤光片（如下所示），则用棉签的木尖端取出过滤器垫片。然后从外壳中取出过滤器。

硫滤光片



滤光片垫片

小心

切勿使用清洗剂。清洗剂会损坏透镜镀膜。

7 用透镜擦拭用薄纸清洁新的过滤器。

小心

过滤器的作用是使火焰光线沿指定方向通过。（磷滤光片边缘处的）三角形和（硫滤光片边缘处的）箭头应 *背离* 火焰并 *指向* 光电倍增管 (PMT)。

8 将过滤器安装到过滤器外壳中。如有必要，安装硫滤光片垫片。

9 更换 PMT 组件并用弹簧将其固定。

10 将 PMT 线缆穿过固定夹，如图所示。避免将线缆安装在非常靠近加热区域的地方（如发射箱或柱箱顶部）。



11 恢复分析方法。

拆下 FPD⁺ 盖板

- 1 备齐下列各项：
 - T-20 螺丝刀
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

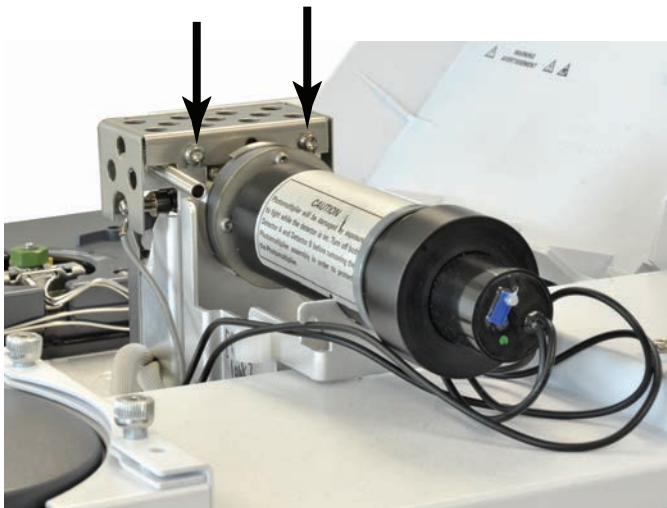
小心

在关闭 GC 时，应首先熄灭火焰，以避免冷凝物滴入喷嘴和色谱柱。

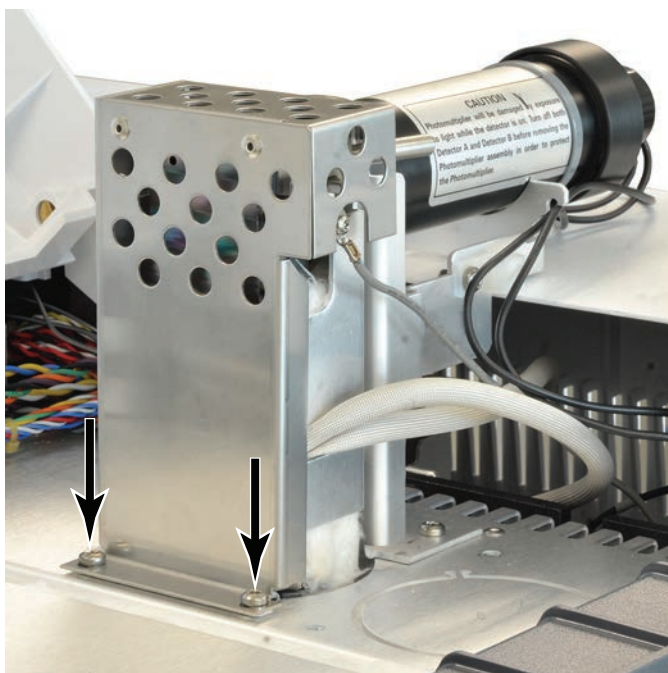
警告

小心！ 检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 打开 FPD 检测器顶盖。
- 4 松开将 FPD 盖板紧固到检测器顶部的螺丝。



5 对于单个波长 FPD，请卸下盖板左下角的两个螺丝。



6 抬起外壳，使其脱离检测器。

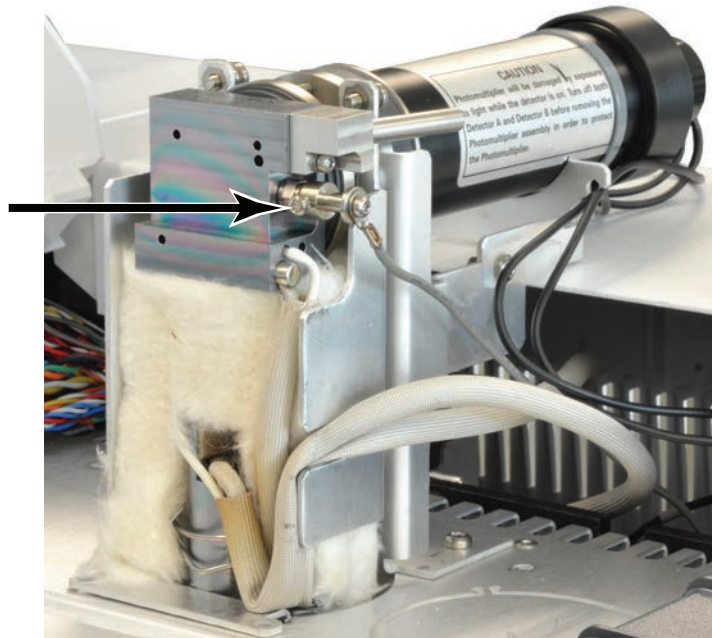
更换 FPD⁺ 点火器

- 1 备齐下列各项：
 - 点火器更换组件包。（请参见第 290 页上的“用于 FPD⁺ 的消耗品和零件”。）
 - T-20 和 T-10 螺丝刀
 - 5/16 英寸螺母起子（或扳手）
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

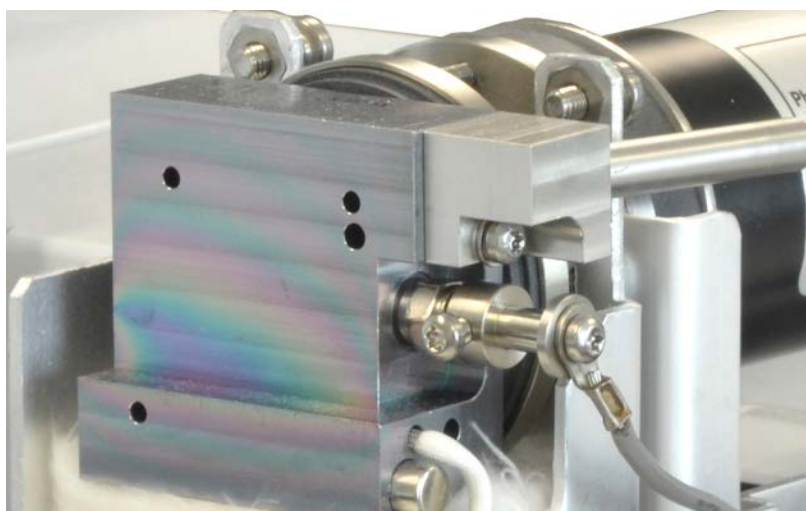
- 3 拆下 FPD 盖板。（请参见第 300 页上的“拆下 FPD⁺ 盖板”。）
- 4 松开将电缆组件固定到点火器的夹头螺丝。取下夹头和电缆组件。



- 5 用螺母起子松开并取下点火塞。
 - 如果使用的是 5/16-英寸扳手，您可能需要使用 T-10 螺丝刀卸下出管组件。



- 6 安装新的点火器组件并用螺母起子拧紧。切勿拧得太紧。（如果点火器附带有铜垫片，请将其丢弃。）
- 7 更换点火器夹头和电缆组件，并拧紧螺丝。对齐夹头固定螺丝，如图所示。请勿让夹头螺丝接触到金属零件，如发射箱或 PMT 支架（双波长检测器）。



- 8 重新装上 FPD 盖板。（请参见第 304 页上的“安装 FPD⁺ 盖板”。）
- 9 恢复分析方法。
- 10 等候 20 分钟以加热检测器，然后点燃火焰。
- 11 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

安装 FPD⁺ 盖板

1 备齐下列各项：

- T-20 螺丝刀

2 安装外壳。

单波长检测器：

- a 开始安装外壳右侧的两个螺丝。
- b 开始安装并拧紧左侧基座上的螺丝。
- c 拧紧右侧的螺丝。

双波长检测器：安装外壳（两个螺丝）。

3 合上 FPD 检测器顶盖。

清洁 FPD⁺ 铜焊接件

小心

铜焊接件使用惰性涂层。研磨材料会刮伤此涂层。用力擦洗也会刮伤此涂层。使用 pH > 8 的溶液或肥皂也会损坏此涂层。不要用蒸汽清洗。

FPD⁺ 铜焊接件由传输线和燃烧室组件构成，它使用惰性涂层来提供更高性能。通常，不需要手动清洗铜焊接件。然而，如果需要清洁铜焊接件以去除污染物，请注意，使用研磨材料或某些溶剂清洁惰性涂层会降低涂层的性能。如果需要清洁，请按照下面的建议操作以达到最佳结果：

- 使用能够溶解预期污染物的溶剂进行冲洗。避免使用研磨材料或高碱性溶液（请参见上面的注意事项）。建议的溶剂：二氯甲、丙酮或甲醇。
- 如果需要，可进行温和的声波处理，但过多声波处理会损坏涂层。
- 使用软尼龙刷轻轻刷去固体。不要用力洗刷。建议的刷子：使用 MMI 清洁工具包 (G3510-80820) 中的 MMI 进样口清洁刷。（不要使用 MMI 进样口研磨性清洁拭子。）



16 维护 G3435A/G3436A FPD

- 用于 FPD 的消耗品和零件 308
- FPD 零件分解图 310
- 将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中 311
- 将毛细管色谱柱连接到 FPD 313
- 更换 FPD 波长过滤器 315
- 取下 FPD 放空管 318
- 更换 FPD 点火器 320
- 安装 FPD 放空管和外壳 322

本节介绍如何维护 Agilent G3435A/G3436A 单或双火焰光度检测器。此检测器通常仅在 7890A GC 上可用；但是，此检测器也可在从 7890A 升级的 7890B GC 上可用。要确定 FPD 版本，请提起检测器顶盖，然后找到金属 FPD 盖板（请参见第 310 页上的“[FPD 零件分解图](#)”）。如果此盖板是实心的，则 FPD 是 G3435A 或 G3436A。请参考本部分中的维护过程。如果此盖板是空心的（具有圆形通风孔），则此检测器是 FPD⁺（请参见第 289 页上的“[维护 FPD⁺](#)”）。



用于 FPD 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

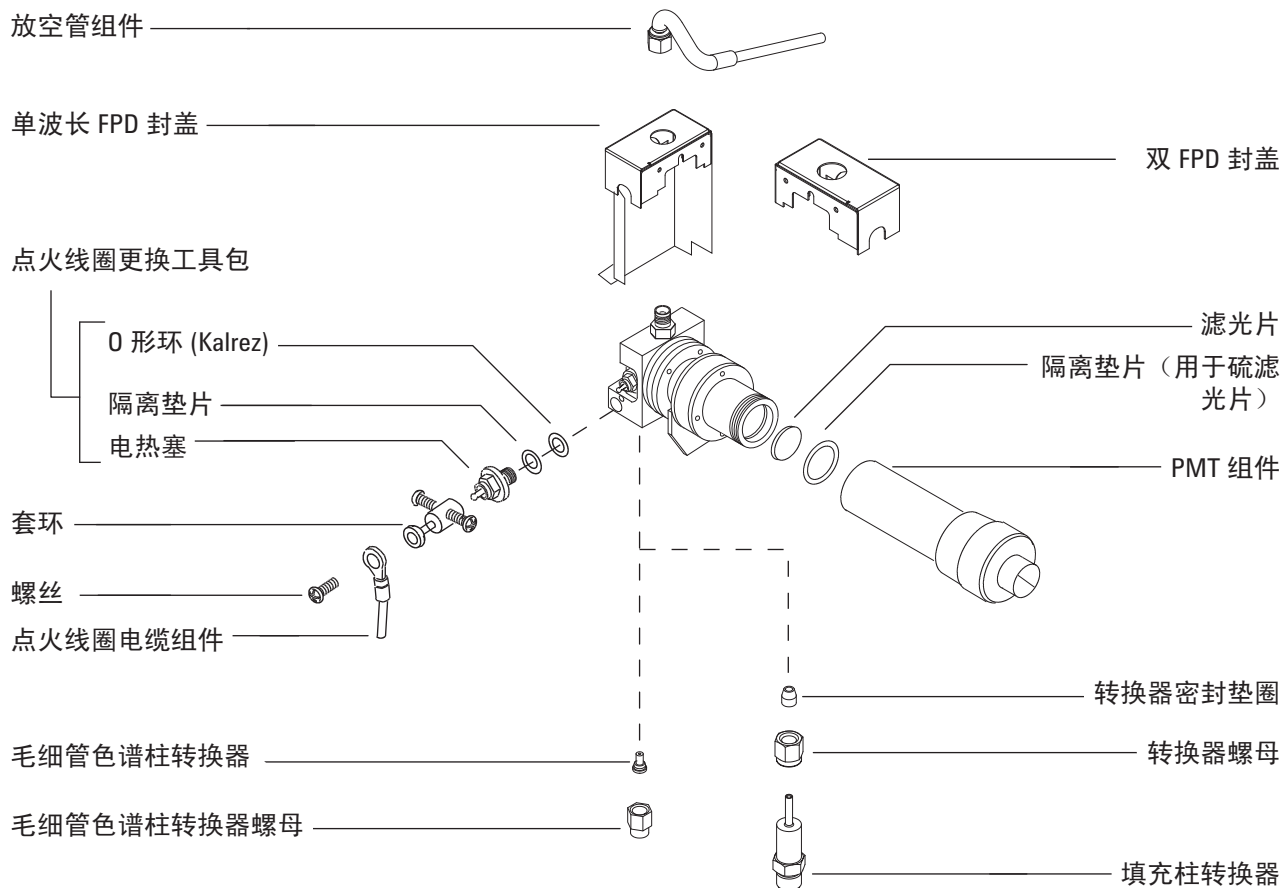
表 47 FPD 耗材

说明	部件号 / 数量
硫滤光片	1000-1437
硫滤光片垫片	19256-20910
磷滤光片	19256-80010
铝制放空管	19256-60700
不锈钢放空管	19256-20705
聚酰亚胺密封垫圈， 1/4 英寸内径 (10 个 / 包)	5080-8774
前部密封垫圈， 1/4 英寸内径 (10 个 / 包)	5180-4111
后部密封垫圈， 1/4 英寸内径 (10 个 / 包)	5180-4117
点火器更换组件包 <ul style="list-style-type: none"> • “O” 形圈 • 隔离垫片 • 点火塞 	19256-60800
T-10 螺丝， M3 x 66 毫米	0515-0680
套环	19256-20690
毛细管色谱柱转换接头螺母	19256-21150
毛细管色谱柱转换接头底座	19256-21140
1/4 英寸填充转换接头	G1532-20710
色谱柱测量工具	19256-80640
用于固定光电倍增管的弹簧	1460-1160
1/8 英寸填充柱转换接头螺母	0100-0057
用于填充转换接头的 1/8 英寸聚酰亚胺密封垫圈	0100-1332

表 48 用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件

色谱柱内径 (毫米)	说明	典型用途	部件号 / 数量
.530	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.8 毫米内径	0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱	5062-3512 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 1.0 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	5080-8773 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.8 毫米内径	0.53 毫米的毛细管色谱柱	500-2118 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.53 毫米的 色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8293
.320	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.5 毫米内径	0.32 毫米的毛细管色谱柱	5062-3514 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
.250	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
0.100 和 0.200	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.37 毫米内径	0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱	5062-3516 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 聚酰亚胺 / 石墨, 0.4 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛 细管色谱柱	5181-3323 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.5 毫米内径	0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱	5080-8853 (10 个 / 包)
	密封垫圈, 石墨, 0.4-毫米内径		500-2114 (10 个 / 包)
	手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米 到 0.320 毫米的色谱柱)	将色谱柱连接到进样口或检测器	5020-8292
全部	密封垫圈, 无孔	测试	5181-3308 (10 个 / 包)
	毛细管色谱柱堵死螺母	用于测试任意密封垫圈	5020-8294
	色谱柱螺母, 通用	将色谱柱连接到进样口或检测器	5181-8830 (2 个 / 包)
	色谱柱切割器, 陶瓷片	切割毛细管色谱柱	5181-8836 (4 个 / 包)
	金刚石尖的柱切割器	切割毛细管色谱柱	420-1000
	密封垫圈工具包	密封垫圈安装	400-1000

FPD 零件分解图



将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中

- 1 备齐下列各项：
 - FPD 毛细管色谱柱转换接头（请参见第 308 页上的“用于 FPD 的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸扳手
 - 9/16 英寸扳手
 - 公制直尺
 - 1/8-英寸螺母
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

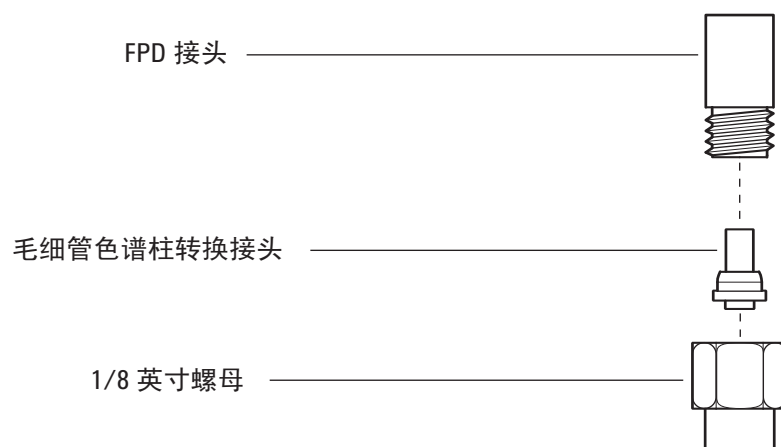
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将毛细管色谱柱转换接头插入 1/8 英寸螺母中（如下图所示），然后将螺母旋上检测器接头。



4 用手拧紧螺母，然后再用扳手拧紧 1/8 圈。

将毛细管色谱柱连接到 FPD

- 1 备齐下列各项：
 - 色谱柱测量工具（请参见第 308 页上的“用于 FPD 的消耗品和零件”。）
 - 色谱柱切割器
 - 1/4 英寸和 7/16 英寸扳手
 - 色谱柱螺母
 - 密封垫圈
 - 毛细管色谱柱
 - 无毛手套
- 2 调用 GC 维护方法并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！柱箱和 / 或检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上手套以保护您的手。

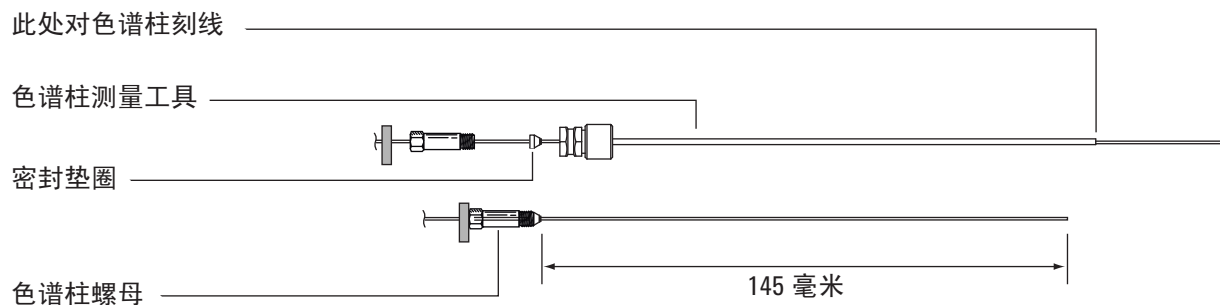
警告

在拿取、切割以及安装玻璃或熔融石英毛细管色谱柱时应佩戴护目镜，以防颗粒物溅入眼部。小心拿取这些色谱柱，以免刺伤皮肤。

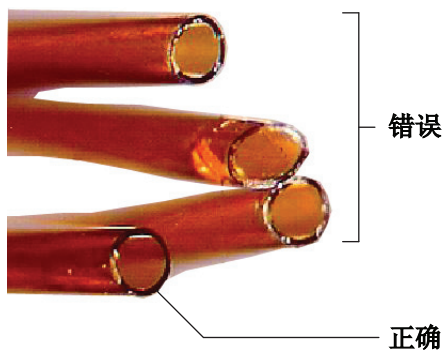
小心

应佩戴干净无毛的手套，以防止零件沾上灰尘和皮肤分泌物。

- 3 将隔垫、色谱柱螺母和密封垫圈装配到色谱柱末端上。
- 4 将色谱柱末端插入色谱柱测量工具，这样色谱柱末端将伸出测量工具。



- 5 拧紧色谱柱螺母，直至其夹紧色谱柱。再用一对扳手将螺母拧紧 1/8 至 1/4 圈。使隔垫紧贴色谱柱螺母基座。
- 6 用毛细管切割磁片以 45° 的角度在色谱柱上刻线。
- 7 猛地折断色谱柱末端。色谱柱可能大约伸出工具末端 1 毫米。使用接目放大镜检查切割端，确保其上没有毛刺或锯齿状边缘。



- 8 从工具中取下色谱柱、螺母和套接密封垫圈。
- 9 用在异丙醇中浸湿的薄纸擦拭柱壁，擦去指纹和灰尘。
- 10 确认毛细管色谱柱转换接头已安装在检测器接头中。（请参见第 311 页上的“将毛细管色谱柱转换接头安装到 FPD 中”。）
- 11 小心地将套接色谱柱向上旋入转换接头。用手拧紧色谱柱螺母，然后再用扳手拧紧 1/8 圈。

更换 FPD 波长过滤器

小心

切勿直接用手触摸该过滤器。为保证最佳性能并避免刮擦，请在装配过滤器和将其插入装配件时佩戴无毛手套。

- 1 备齐下列各项：
 - 带有过滤器垫片的硫滤光片（请参见第 308 页上的“用于 FPD 的消耗品和零件”。）
 - 磷滤光片
 - 棉签
 - 透镜擦拭用薄纸
 - 无毛手套
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。
- 3 关闭光电倍增管 (PMT)。
 - a 选择 [**Front Det**]（前检测器）或 [**Back Det**]（后检测器）。
 - b 滚动到 **PMT voltage**（PMT 电压）。
 - c 按 **Off**（关闭）。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

小心

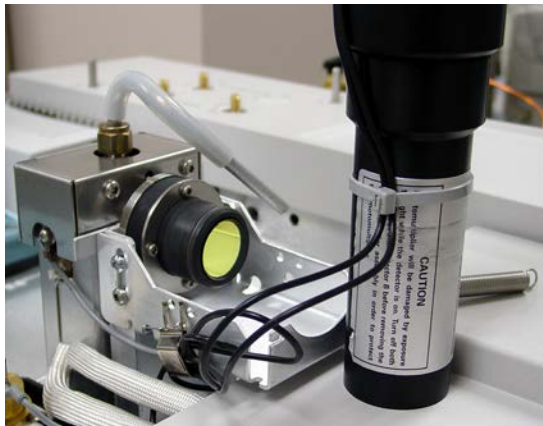
光电倍增管 (PMT) 对光线极其敏感。在拆下光电倍增管 (PMT) 外壳或打开放射池前，须始终关闭静电计（从而切断光电倍增管的高压）。如不这样做，将破坏光电倍增管 (PMT)。

即使关闭了静电计，也要防止光电倍增管 (PMT) 受室内光线照射。在拆下外壳进行必要操作后，须重新盖上外壳，在将光电倍增管 (PMT) 曝光前须将其末端朝下，以避免光线照射或降低其受室内光照射的强度。短期曝光（始终关闭静电计）并不会损坏光电倍增管，但长期曝光将导致其灵敏度逐渐降低。

- 4 断开支撑 PMT 组件的止动弹簧与支架的连接。通过旋转，将组件从过滤器外壳中拉出。



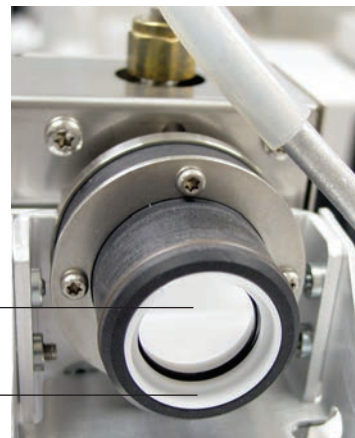
- 5 为防止光线损坏 PMT，请盖上端口或面朝下放置。



- 6 将一块清洁的布放在过滤器外壳下面以接住过滤器。
- 对于磷滤光片，则用牙签或棉签的木尖端将过滤器从外壳中取出。
 - 对于硫滤光片（如下所示），则用棉签的木尖端取出过滤器垫片。然后从外壳中取出过滤器。

硫滤光片

滤光片隔离垫片



小心

切勿使用清洗剂。清洗剂会损坏透镜镀膜。

7 用透镜擦拭用薄纸清洁新的过滤器。

小心

过滤器的作用是使火焰光线沿指定方向通过。（磷滤光片边缘处的）三角形和（硫滤光片边缘处的）箭头应 *背离* 火焰并 *指向* 光电倍增管 (PMT)。

8 将过滤器安装到过滤器外壳中。如有必要，安装硫滤光片垫片。

9 更换 PMT 组件并用弹簧将其固定。

10 恢复分析方法。

取下 FPD 放空管

- 1 备齐下列各项：
 - T-20 螺丝刀
 - 9/16 英寸扳手
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

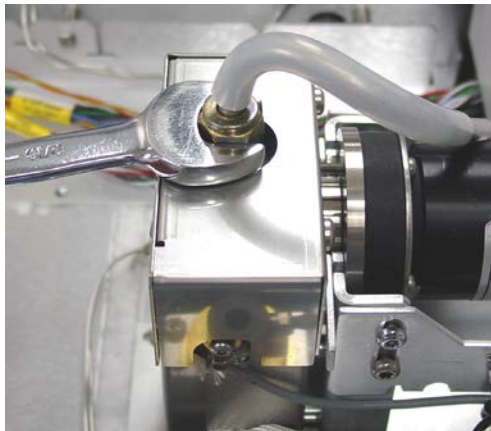
小心

在关闭 GC 时，应首先熄灭火焰，以避免冷凝物滴入喷嘴和色谱柱。

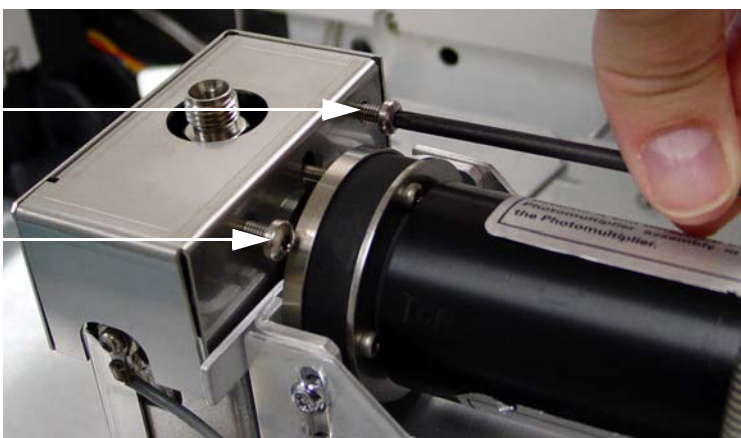
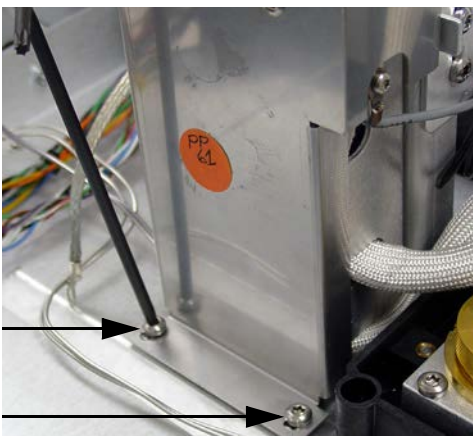
警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 排出放空出口管中的所有水，并将其倒掉。
- 4 打开 FPD 外壳。
- 5 将弹性管线从 FPD 放空管上取下。
- 6 用扳手松开并取下放空管组件。



- 7 取下固定 FPD 封盖的螺丝。
 - 单波长检测器的左侧底部（下图中位于上面的照片）有两个螺丝，右侧顶部（下图中位于下面的照片）有两个螺丝。
 - 双波长检测器的右侧顶部（下图中位于下面的照片）有两个螺丝。



8 抬起外壳，使其脱离检测器。

更换 FPD 点火器

- 1 备齐下列各项：
 - 点火器更换组件包。（请参见第 308 页上的“用于 FPD 的消耗品和零件”。）
 - T-20 和 T-10 螺丝刀
 - 9/16 英寸扳手
 - 镊子
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

小心！检测器可能很热，会造成烫伤。请戴上防护手套以免烫伤。

- 3 取下放空管组件和外壳。（请参见第 318 页上的“取下 FPD 放空管”。）
- 4 松开固定点火器电缆组件的套环螺丝（某些有两个螺丝）。取下套环和电缆组件。



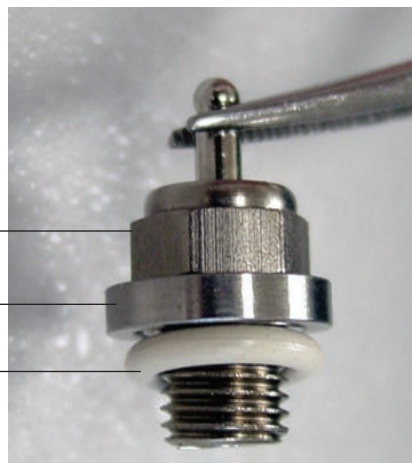
- 5 用扳手松开并取下点火塞。

- 6 用镊子取出“O”形圈。
- 7 为新的点火器装配零件。

电热塞

隔离垫片

O 形环



- 8 安装新的点火器组件并用扳手拧紧。切勿拧得太紧。
- 9 更换点火器套环和电缆组件，并拧紧螺丝。



- 10 更换外壳和放空管组件。（请参见第 322 页上的“安装 FPD 放空管和外壳”。）
- 11 恢复分析方法。
- 12 等候 20 分钟以加热检测器，然后点燃火焰。
- 13 重置 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

安装 FPD 放空管和外壳

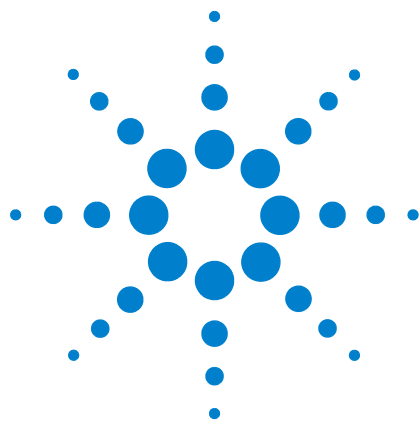
- 1 备齐下列各项：
 - T-20 螺丝刀
 - 9/16 英寸扳手
- 2 安装外壳。

单波长检测器：

 - a 开始安装外壳右侧的两个螺丝。
 - b 开始安装并拧紧左侧基座上的螺丝。
 - c 拧紧右侧的螺丝。

双波长检测器：安装外壳（两个螺丝）。
- 3 安装放空管组件。
- 4 将弹性管线重新连接到放空管组件，并将开口端连到荒芜处。
- 5 关闭 FPD 外壳。

Agilent 7890 系列 气相色谱仪
维护 GC



17 维护辅助 EPC

用于辅助 EPC 的消耗品和零件 324
安装或更换辅助 EPC 中的滤芯 326

用于辅助 EPC 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。


表 49 辅助 EPC 消耗品

说明	部件号
“0”形圈，一包 6 个	5181-3344
蓝点滤芯，高流量阻力	G3430-80063
红点滤芯，中流量阻力	G3430-80062
棕色点滤芯，低流量阻力	G3430-80061
无滤芯（黄铜管），零流量阻力	G3430-20011

表 50 辅助通道滤芯

滤芯标记	流量阻力	流量特性	常使用
三个圈 蓝色	高	3.33 ± 0.3 SCCM @ 15 PSIG	NPD 氢气
两个圈 红色	适中	30 ± 1.5 SCCM H ₂ @ 15 PSIG	FID 氢气
一个圈 棕色	低	400 ± 30 SCCM AIR @ 40 PSIG	FID 空气、QuickSwap、吹扫的分流器、Deans 切换

表 50 辅助通道滤芯（续）

滤芯标记	流量阻力	流量特性	常使用
无（黄铜管） 	零	无限制	顶空样品瓶加压、吹扫的分流器和 Deans 切换（使用反吹时）

安装或更换辅助 EPC 中的滤芯

安装或更换辅助 EPC 块中的滤芯：

- 1 备齐下列各项：
 - T-10 螺丝刀
 - 合适的“O”形圈和滤芯
 - 镊子
- 2 关闭到通道的气体供给。
- 3 选择适当的滤芯。有关选择辅助通道滤芯的信息，请参考 [7890 系列高级用户指南](#)和“用于辅助 EPC 的消耗品和零件”。
- 4 松开要更改的通道的螺丝固定螺丝。
- 5 向上提起气路管线部件。使用镊子取下滤芯和“O”形圈。小心操作，避免刮伤金属表面。
- 6 将新的“O”形圈置于新的滤芯上，并将该圈向下按入部件。

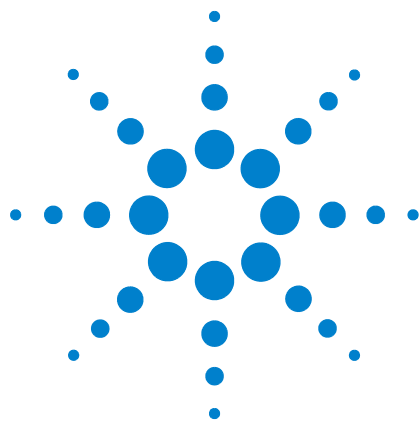


- 7 将气路管线部件置于新的滤芯上并拧紧固定螺丝。
- 8 恢复气体供应。

警告

使用氢气时，如果供应管下游提供的流量阻力不足，则可能会出现危险的高流量。请始终对氢气使用“高”（蓝点）或“中”（红点）滤芯。

安装或更换滤芯后，请务必更新用于辅助 EPC 的 PID。有关详细信息，请参考 [7890 系列高级用户指南](#)。



18 维护 PCM

用于 PCM 的消耗品和零件	330
校正 PCM 接口	331
安装或更换 PCM 中的滤芯	332

用于 PCM 的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见 Agilent 消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 51 PCM 消耗品

说明	部件号
“O”形圈，一包 12 个	5180-4181
比例阀，载体	G3430-67013
比例阀，AUX	G3430-67016

校正 PCM 接口

该接口的流量模块包括一个压力传感器，在 GC 上安装压力传感器后必须清零。校正确保显示准确的界面压力。

将接口的压力传感器清零之前，不要将载气连接到流量模块。有关将压力传感器清零的详细信息，请参考 [7890 系列高级用户指南](#)。

- 1 如果将气体供给连接到 GC，请关闭来源供应，然后从 PCM 进样口接头断开供应线的连接。
- 2 打开 GC 并等待 15 分钟以允许它达到热平衡。
- 3 当 GC 达到热平衡后，请按 **[Options]** (选项)，滚动至 Calibration (校正) 并按 **[Enter]**。
- 4 滚动到要清零的模块并按 **[Enter]** 键。
- 5 滚动到零行并按 **[Info]** (信息)。GC 将提醒您将特定传感器清零所必需的条件。

流量传感器。验证气体已连接并正在流动 (打开)。

压力传感器。断开 GC 背后的气体供应线。关闭该供应线并不够；阀可能漏气。

- 6 按 **[On/Yes]** (开启 / 归零) 以清零，或按 **[Clear]** (清除) 以取消。
- 7 关闭 GC。
- 8 将载气接入流量模块。
- 9 打开 GC。

如果您已在更换 PCM 后校正流量传感器，请检查漏洞。

安装或更换 PCM 中的滤芯

安装或更换滤芯：

1 备齐下列各项：

- “O”形圈，一包 12 个，5180-4181
- 限流器
- 镊子

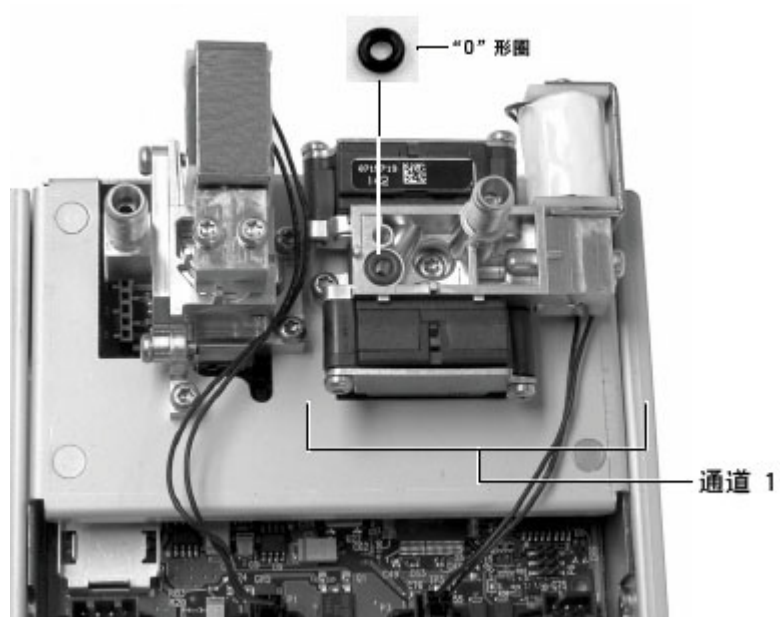
2 关闭到通道的气体供给。

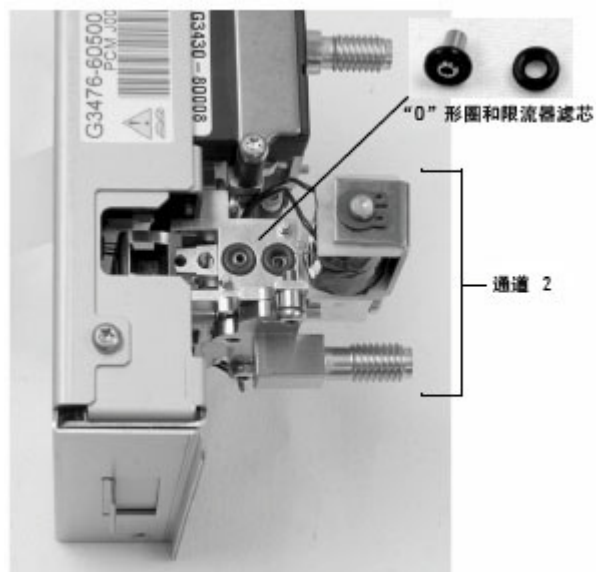
3 选择适当的滤芯。有关选择 PCM 通道滤芯的信息，请参考 [7890 系列高级用户指南](#)。

4 卸下用于紧固带有输出管线的管线部件的螺丝。

5 卸下管线部件。使用镊子取下滤芯和“O”形圈。小心操作，避免刮伤金属表面。

6 同时取下其他“O”形圈。将其更换为新的“O”形圈。



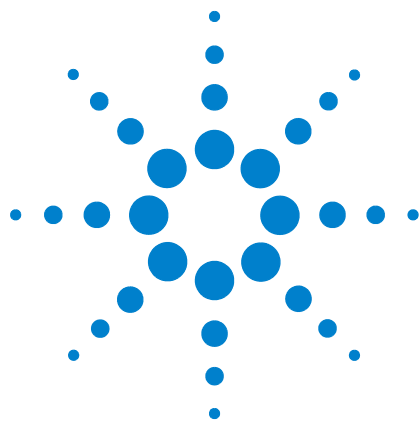


- 7 将新的“O”形圈置于新的滤芯上，并将该圈向下按入部件。
- 8 将该部件置于相应的模块上，并拧紧螺丝。
- 9 恢复气体供应。

警告

使用氢气时，如果供应管下游提供的流量阻力不足，则可能会出现危险的高流量。请始终对氢气使用“高”（蓝点）或“中”（红点）滤芯。

安装或更换滤芯后，请务必更新用于 PCM 的 PID。有关详细信息，请参考 [7890 系列高级用户指南](#)。



19 维护阀

- 用于阀的消耗品和零件 336
- GC 旋转阀部件分解图 337
- 更换气体进样阀定量管 338
- 对齐旋转阀转子 340
- 更换阀箱中的旋转阀 341
- 拆卸上部阀箱 344
- 安装上部阀箱 346

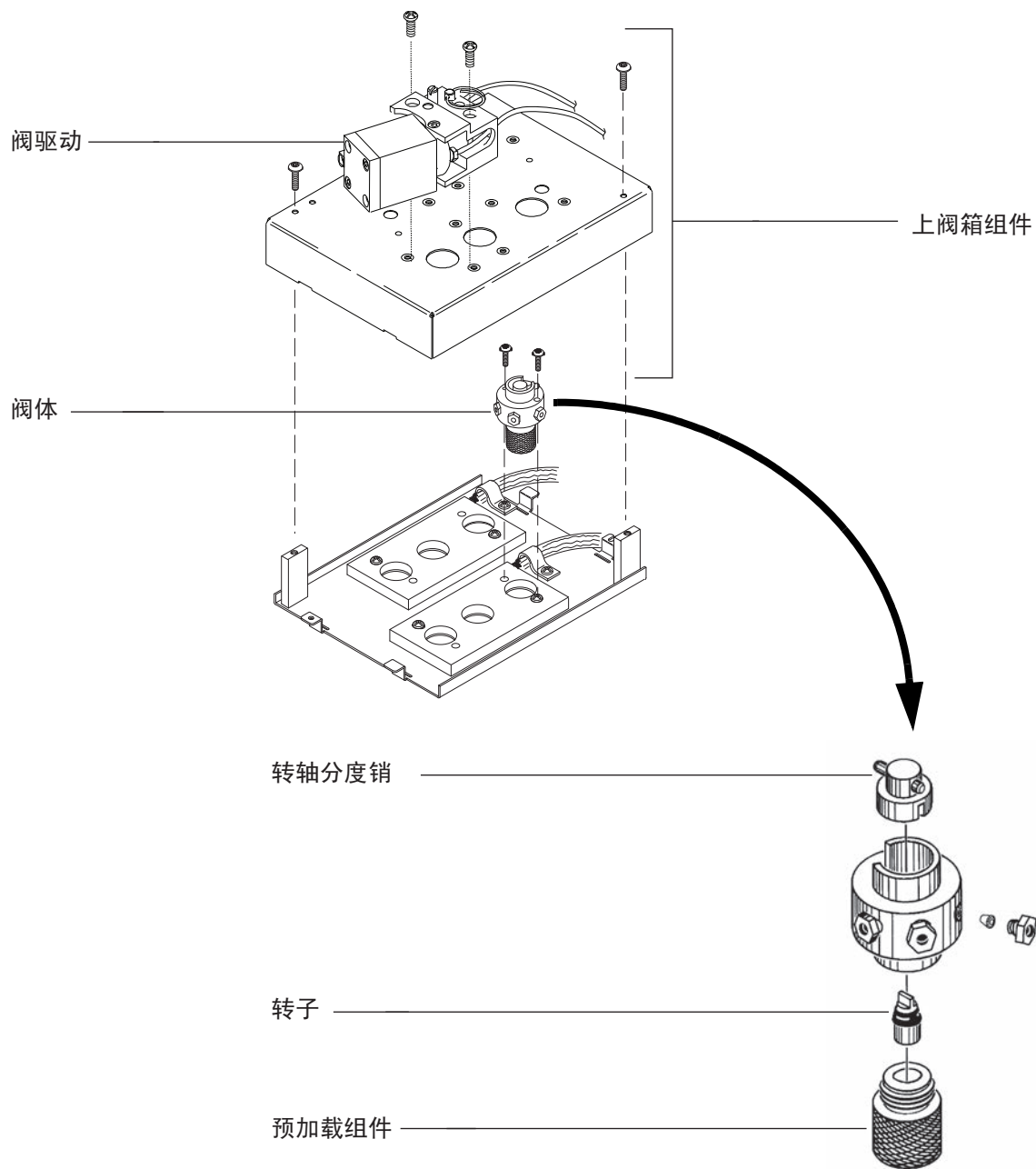
用于阀的消耗品和零件

要获得更完整的列表，请参见有关消耗品和供应品的目录，或访问 Agilent 网站了解最新的信息 (www.agilent.com/chem/supplies)。

表 52 阀供应品

说明	部件号
阀，气体进样	
6 通阀， 300 psi	0101-0584
6 通阀， 400 psi， 最高温度 225 °C	5062-9508
6 通阀， 最高温度 300 °C	0101-0460
6 通阀， 镍基合金， 400 psi， 最高温度 225 °C	5062-9509
10 通阀， 400 psi， 最高温度 225 °C	5062-9510
10 通阀， Nitronic 60 (218 合金)， 300 psi， 最高温度 350 °C	0101-0585
10 通阀， 镍基合金， 400 psi， 最高温度 225 °C	5062-9511
阀，液体进样	
0.2 微升， 1000 psi， 不锈钢， 最高温度 175 °C	0101-0636
0.5 微升， 5000 psi， 最高温度 175 °C	0101-0639
0.5 微升， 1000 psi， 不锈钢， 最高温度 175 °C	0101-0637
1.0 微升， 1000 psi， 不锈钢， 最高温度 175 °C	0101-0638
气体进样阀样品定量管	
0.25 毫升	0101-0303
0.50 毫升	0101-0282
1.00 毫升	0101-0299
2.00 毫升	0101-0300
2.0 毫升镍环， 1/16-英寸	0101-0955
5.00 毫升	0101-0301
10.00 毫升	0101-0302
密封垫圈， 1/16 英寸不锈钢 (10 个 / 包)	5181-1291
螺母， 1/16 英寸 (10 个 / 包)	5181-1292

GC 旋转阀部件分解图



更换气体进样阀定量管

- 1 备齐下列各项：
 - 备用进样定量管。（请参见第 336 页上的“用于阀的消耗品和零件”。）
 - 1/4 英寸扳手
 - 真空吸尘器
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。
- 3 关闭检测器。

警告

柱箱、进样口、检测器和阀箱可能很热。

可能存在样品和 / 或有害气体。参考所在公司有关将化学物质吹扫出样品线的标准操作规程。

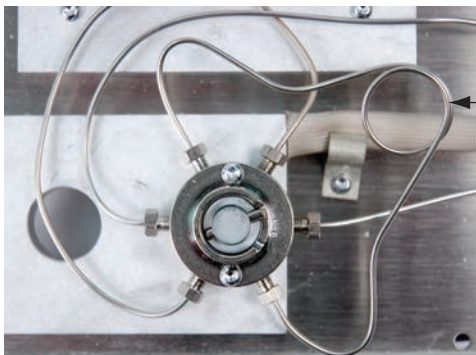
- 4 将阀箱中所有阀设置为 **Off**（关闭）。
- 5 开着 GC 和驱动阀所需的空气。
- 6 关闭载气和进样线流并释放任何阀反压。

警告

阀箱保温层由耐火陶瓷纤维 (RCF) 制成。为避免吸入 RCF 颗粒，建议采取以下安全措施：

1. 对工作场所进行通风
2. 穿戴长袖服装、手套、护目镜和一次性防尘雾口罩
3. 将隔热材料放入密封的塑料袋中
4. 排空任何残留微粒和废弃物
5. 处理完耐火陶瓷纤维材料后用中性肥皂和冷水洗手。

- 7 拆下上部阀箱。（请参见第 344 页上的“拆卸上部阀箱”。）
- 8 用吸尘器吸去松散的隔离材料粒。
- 9 当阀冷却后，松开进样定量管位于阀头上的两个 1/4-英寸接头，取下定量管。



- 10 装上新的进样定量管。
- 11 重新向进样定量管加压并检查泄漏。
- 12 安装上部阀箱。（请参见第 346 页上的“安装上部阀箱”。）
- 13 恢复分析方法。

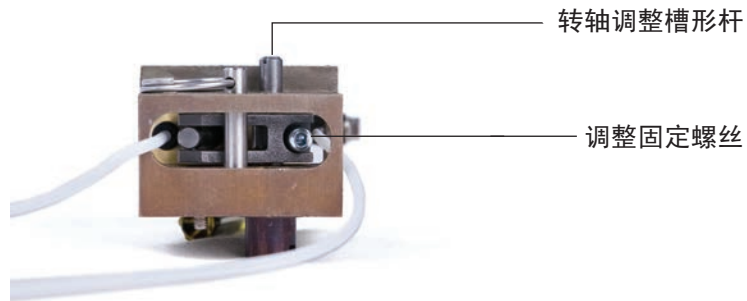
对齐旋转阀转子

- 1 备齐下列各项：
 - 平头螺丝刀
 - 3 毫米内六角扳手
 - T-20 螺丝刀
- 2 将柱箱和阀箱的加热区设定为安全操作温度（25 °C）。
- 3 将所有阀设置为 **Off**（关闭）。

警告

柱箱、进样口、检测器和阀箱可能很热。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 4 将调整固定螺丝旋松。



- 5 找到驱动部件顶部的转子调整杆。用平头螺丝刀沿逆时针方向旋转阀转子，直至其停止，然后再旋回少许角度以设定转子一个末端的位移（小于 1 毫米）。
- 6 将调整固定螺丝拧紧。
- 7 将阀转至 **On**（开启），再转至 **Off**（关闭），检查是否能够平顺操作。
- 8 恢复分析方法。

更换阀箱中的旋转阀

警告

如果要加热至 75 °C 以上，则不要在阀箱中安装液体进样阀 (LSV)。将液体进样阀 (LSV) 加热至超过 75 °C 会引发泄漏并进而导致爆炸。应将 LSV 安装在侧面位置，以防其在某些情况下发生爆炸。

- 1 备齐下列各项：
 - 备用阀（请参见第 336 页上的“用于阀的消耗品和零件”。）
 - T-10 螺丝刀
 - 1/4 英寸扳手
 - 针嘴钳
 - 真空
- 2 调用 [GC 维护方法](#) 并等候 GC 准备就绪。

警告

柱箱、进样口、检测器和阀箱可能很热。

可能存在样品和 / 或有害气体。参考所在公司有关将化学物质吹扫出样品线的标准操作规程。

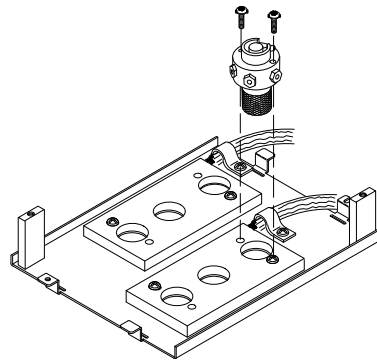
- 3 将所有阀设置为 **Off**（关闭）。
- 4 开着 GC 和驱动阀所需的空气。
- 5 关闭载气和进样线流并释放任何阀反压。

警告

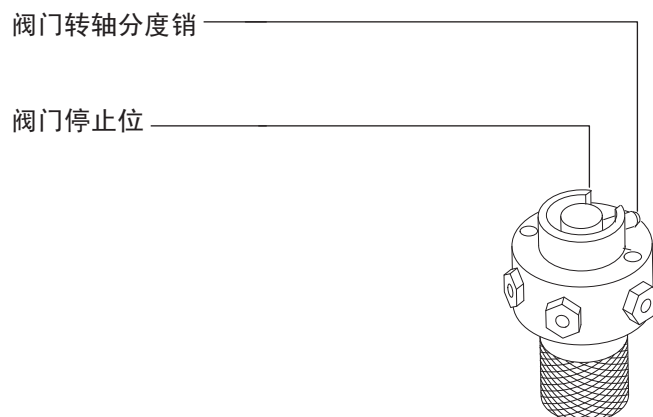
阀箱保温层由耐火陶瓷纤维 (RCF) 制成。为避免吸入 RCF 颗粒，建议采取以下安全措施：

1. 对工作场所进行通风
2. 穿戴长袖服装、手套、护目镜和一次性防尘雾口罩
3. 将隔热材料放入密封的塑料袋中
4. 排空任何残留微粒和废弃物
5. 处理完耐火陶瓷纤维材料后用中性肥皂和冷水洗手。

- 6 拆下上部阀箱。（请参见第 344 页上的“拆卸上部阀箱”。）吸去阀箱区域的任何 RCF 隔热微粒。
- 7 如需要，可以标记通往已有阀的管线连接并贴上标签。
- 8 断开已有阀接头。
- 9 将连接阀和阀箱的两颗 T-10 螺丝旋下，然后将阀从阀箱上取下。
- 10 将新阀放入阀箱。如果安装正确，则 6 通阀阀顶部分度环中的缺口应指向 GC 背部。这是 **On**（开启）位置。安上两颗螺丝，并用螺丝刀拧紧。



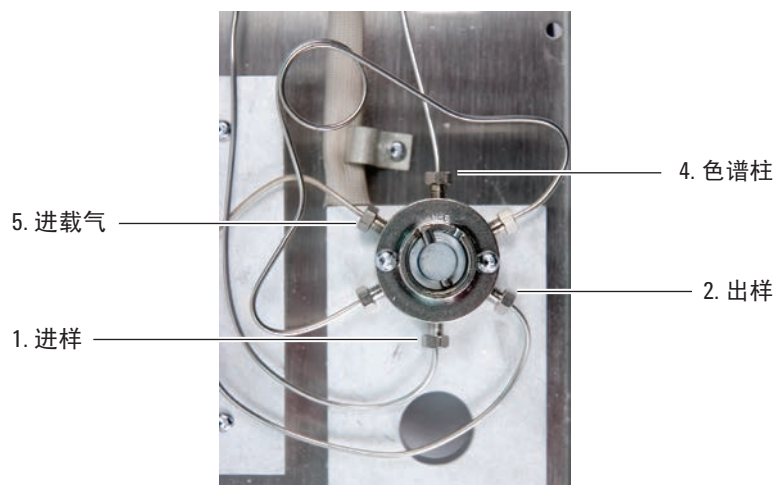
- 11 用针嘴钳沿逆时针方向转动阀转子分度销，直至分度销触到阀停止位置 **Off**（关闭）。



12 用已有接头连接新阀。

警告

可能存在有害的气体样品。



13 打开载气和气体样品，检查阀接头处是否存在泄漏。

- 用针嘴钳开启和关闭阀，检查 **On**（开启）和 **Off**（关闭）位置是否存在泄漏。
- 当确定无泄漏时，将阀转至 **Off**（关闭）位置（请参见第 11 步。）

14 安装上部阀箱组件。（请参见第 346 页上的“安装上部阀箱”。）

15 恢复分析方法。

16 重置阀 EMF 计数器。请参见操作手册中的重置 EMF 计数器。

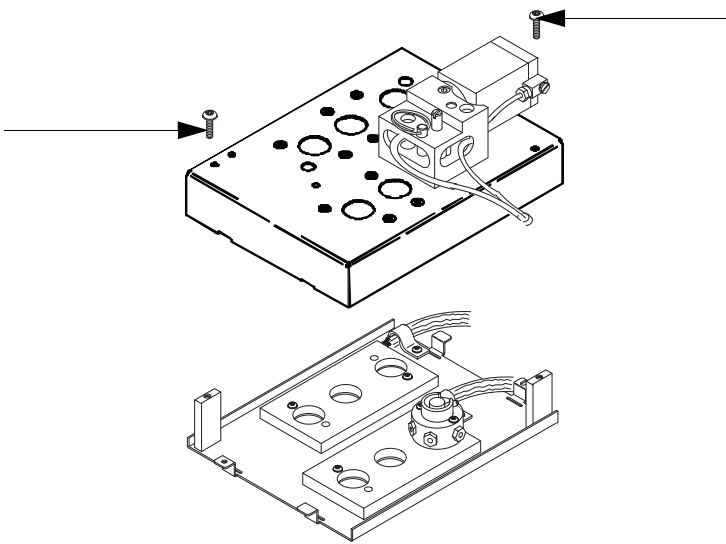
拆卸上部阀箱

- 1 准备一把 T-20 螺丝刀。
- 2 将阀箱设定至安全操作温度 (25 °C)，或调用 [GC 维护方法](#)。

警告

柱箱、进样口、检测器和阀箱可能很热。请戴上耐热手套以保护您的手。

- 3 提起并取下检测器封盖。
- 4 取下上部阀箱的安装螺丝。



- 5 向上提起并置于一侧。

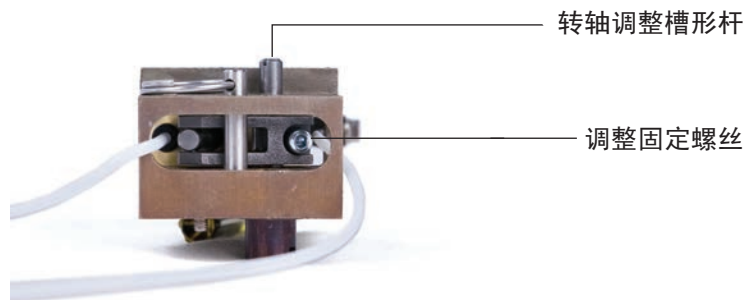
警告

阀箱保温层由耐火陶瓷纤维 (RCF) 制成。为避免吸入 RCF 颗粒，建议采取以下安全措施：

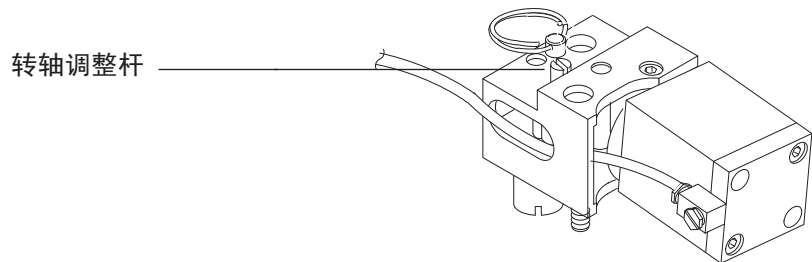
1. 对工作场所进行通风
 2. 穿戴长袖服装、手套、护目镜和一次性防尘雾口罩
 3. 将隔热材料放入密封的塑料袋中
 4. 排空任何残留微粒和废弃物
 5. 处理完耐火陶瓷纤维材料后用中性肥皂和冷水洗手。
-

安装上部阀箱

- 1 备齐下列各项：
 - T-20 螺丝刀
 - 3 毫米内六角扳手
 - 平头螺丝刀
- 2 确保所有阀转子都位于完全逆时针位置（即 **Off**（关闭）位置）。
- 3 对于每个与新安装阀相匹配的驱动部件：
 - a 将调整固定螺丝旋松。



- b 找到驱动部件顶部的转子调整杆。用螺丝起子沿逆时针方向降阀转子旋转到底。



- 4 找到位于上部阀箱后侧底部的两个半月形缺口。将上部阀箱置于下阀组件顶部，沿缺口铺设加热器 / 传感器电线。拧上两颗 T-20 安装螺丝。
- 5 用平头螺丝刀向下按每个耦合 / 轴组件，直至耦合上的插槽与转子分度销相啮合。

如果耦合无法与阀啮合，则检查两者是否都已逆时针旋转到底，然后重试。如必要，轻轻旋转子组件以令耦合啮合。

- 6 对每个新安装的阀：
 - a 用平头螺丝刀沿逆时针方向旋转转子调整杆，直至其停止，然后再旋回少许角度以设定转子一个末端的位移（小于1毫米）。
 - b 将调整固定螺丝拧紧。
- 7 安装检测器封盖。
- 8 恢复正常操作条件。



Agilent 7890 系列 气相色谱仪
维护 GC

A Swagelok 连接

进行 Swagelok 连接 350
使用 Swagelok Tee 354

气体供给管线连有 Swagelok（接头套管）接头。如果您不熟悉 Swagelok 连接，请查看以下过程。

进行 Swagelok 连接

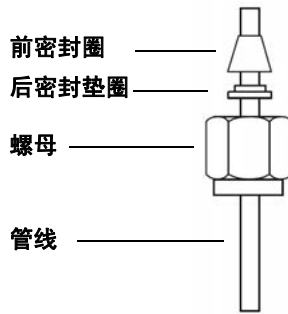
目标

设置没有泄漏且可在不损坏接头的情况下拆开的管线连接

所需材料:

- 1/8 英寸（或 1/4 英寸，如果已使用）的预调节铜管
- 1/8 英寸（或 1/4 英寸，如果已使用） Swagelok 螺母
- 前和后密封垫圈
- 两个 7/16 英寸（用于 1/8-英寸的螺母）或 9/16-英寸（用于 1/4-英寸的螺母）扳手

- 1 将 Swagelok 螺母、后密封垫圈和前密封垫圈置于管线中，如图 9 所示。



重要事项!
背面较窄的一端
密封垫圈插入背
面前密封垫圈。

图 9 Swagelok 螺母和密封垫圈

- 2 将不锈钢塞子或类似的接头固定在台钳中。

小心

在最初拧紧螺母的台钳中使用单独的不锈钢接头。请不要使用进样口接头或检测器接头。强大的力量是正确设置密封垫圈所必需的，进样口接头或检测器接头一旦损坏，修复起来非常昂贵。

- 3 将管线推入不锈钢塞子中（图 10）。
- 4 确保前密封垫圈与塞子接触。在密封垫圈上方滑动 Swagelok 螺母并将其旋上塞子。

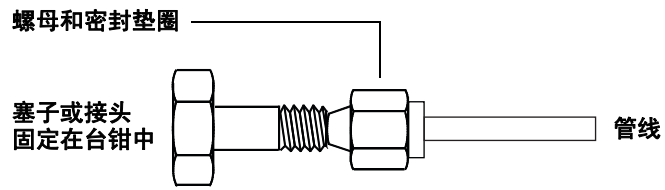


图 10 组装接头

- 5 将管线完全推入插头中，然后将其抽出大约 1 至 2 毫米（图 11）。

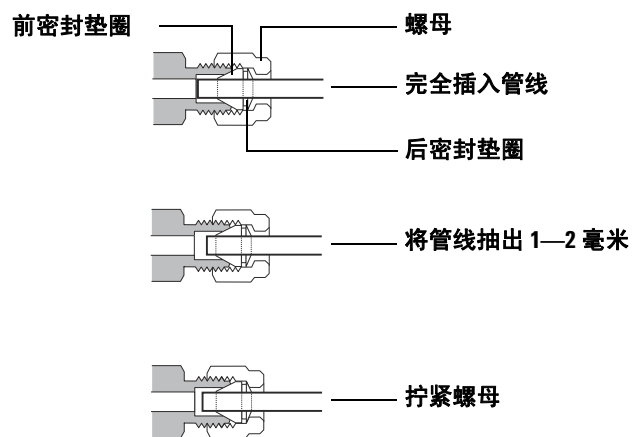


图 11 插入管线

- 6 用手拧紧螺母。
- 7 用铅笔标记螺母（图 12）。

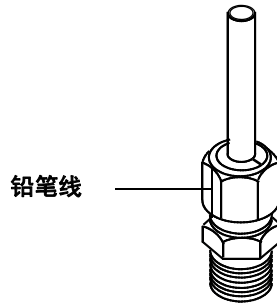


图 12 标记接头

- 8 对于 1/8 英寸的 Swagelok (接头套管) 接头, 请使用一对 7/16 英寸的扳手拧动一圈的 3/4 (图 13)。对于 1/4 英寸的接头, 请使用一对 9/16 英寸的扳手将它们旋转 1-1/4 圆周将其拧紧 (图 13)。

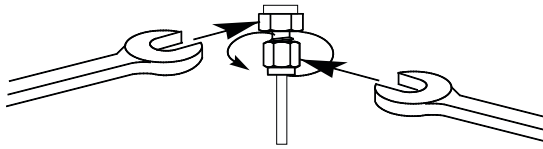


图 13 最终拧紧

- 9 将插头从接头中取下。要使用螺母和密封垫圈将该管线连接到另一条管线, 请用手拧紧螺母, 然后使用扳手将其旋转 3/4 (1/8 英寸的接头) 或 1-1/4 (1/4 英寸的接头) 圆周将其拧紧。
- 10 图 14 中显示了正确套接的连接和不正确套接的连接。请注意, 正确套接的接头中的管线的一端没有破碎, 且不会与密封垫圈的操作发生干扰。

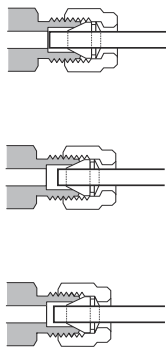


图 14 完成的接头

使用 Swagelok Tee

要从单个源为多个输入供气，请使用 Swagelok Tee。

注意

请不要将阀门制动器中的空气与火焰离子化空气混合。阀门操作会导致检测器信号中出现主要干扰。

所需材料：

- 1/8 英寸的预调节铜管
 - 管线切割器
 - 1/8 英寸的 Swagelok 螺母以及前和后密封垫圈
 - 1/8 英寸的 Swagelok Tee
 - 两把 7/16 英寸扳手
 - 1/8 英寸 Swagelok 端盖（可选）
- 1 在要安装 Tee 的位置切割管线。使用 Swagelok（接头套管）接头连接管线和 Tee。请参见图 15。

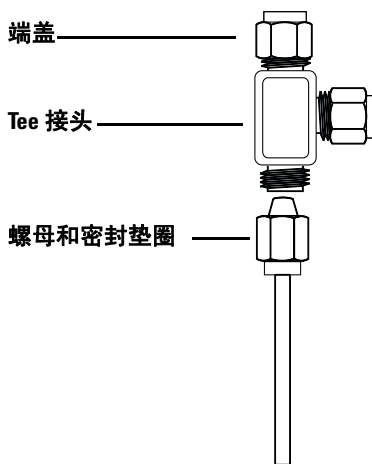


图 15 Swagelok Tee

- 2 测量从 Tee 到 GC 进样口的距离。使用 Swagelok（接头套管）接头将铜管线连接到开口的 Tee 端。