

移动便携 在样品现场实时进行气体 分析检测



Agilent 490 移动式微型气相色谱仪/便携式现场机箱



采用新技术使偏远地区的气体分析更高效

完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪，专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶，远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果，确保日常气体分析需求实现极大灵活性。

490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱，使运行周期仅为 30 至 120 秒。

取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值，以便及时采取相应的纠正措施。此外，无需样品运输和储存，确保了样品的完整性。

如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com



Agilent Technologies

轻松操作微型气相色谱仪

便携式现场机箱的设计使您能够轻松操作气瓶、电池和进样口。这让您返回实验室后，可以在内部气源/电源和外部载气/主电源之间实现轻松切换。对于气体样品，系统支持直接连接和使用气密进样针进行手动进样。



Agilent 490 移动式微型气相色谱仪和便携式现场机箱提供随身携带的测量便利性

490 微型气相色谱仪通过其移动式用户界面实现无线连接和平板电脑控制，与便携式现场机箱配套使用，为快速现场分析提供了最佳工具。例如，您可以在车上远程控制仪器运行。

如需了解有关适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪的便携式现场机箱以及安捷伦其他移动式产品的更多信息，请联系当地的安捷伦客户服务中心，或访问 <http://www.agilent.com/en-us/products/gas-chromatography/gc-systems/490-micro-gc/portable-field-case>

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

这些内置功能有助于在现场快速轻松地对气体样品进行分析



符合行业标准的坚固机箱保证了 Agilent 490 微型气相色谱仪的安全运输（空运）。改进的人体工程学设计包括手柄和内置滑轮。



由两个**充气式气瓶**供应操作气体，用户可配置为双载气或双倍体积的单一载气。使用快速接头可实现一键更换。



充电电池可支持长达 8 小时的操作。在适当情况下，还可转换至外部电源供电。



电池寿命、载气压力及微型气相色谱仪状态等重要**用户信息**均显示在 LCD 屏上。

www.agilent.com
本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2016
2016 年 9 月 7 日，中国出版
5991-7363CHCN



Agilent Technologies