

应用 159-00 安捷伦新配方燃油分析仪

根据 ASTM D3606
分析汽油中的苯和甲苯

技术概述



应用聚焦

- 热导检测器 (TCD) 根据 ASTM D3606 的性能指标运行
- 分析时间: 约 15 分钟
- 标准色谱柱组与改良色谱柱组均适用

可选配置

ASTM D3606/ASTM D4815

ASTM D3606/ASTM D5580

ASTM D3606/ASTM D4815/ASTM D5580

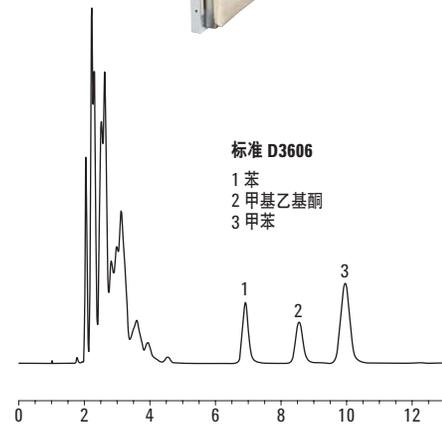
ASTM D3606/ASTM D5599

ASTM D4815/ASTM D5580

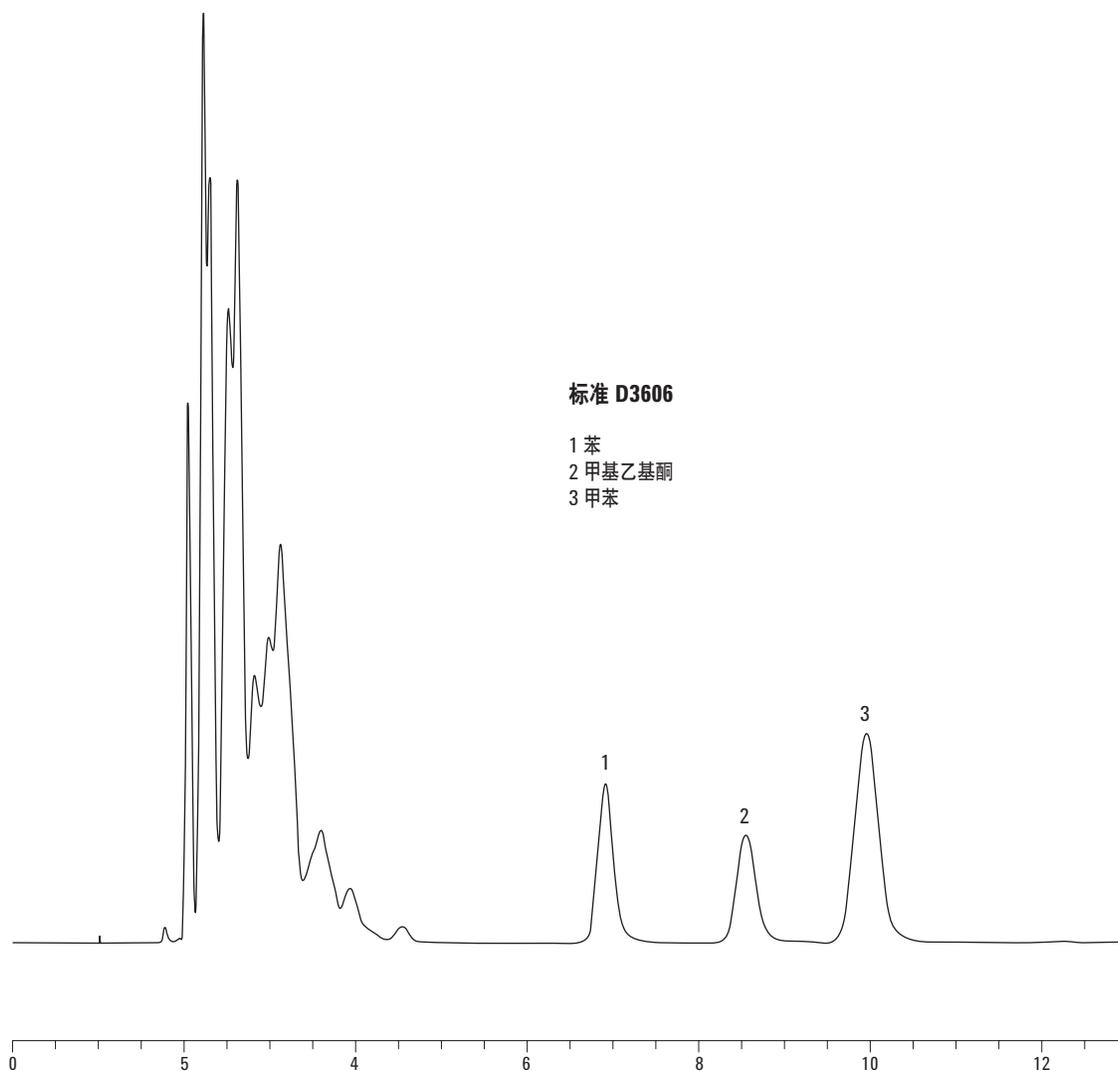
ASTM D4815/ASTM D5580

更多信息

有关我们的产品与服务的信息，请访问我们的网站
www.agilent.com。



Agilent Technologies



安捷伦新配方燃油分析仪获得的 TCD 输出结果

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

安捷伦科技大学:

<http://www.lscs-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

www.agilent.com

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。

© 安捷伦科技(中国)有限公司, 2016
2016年2月12日, 中国出版
5988-6726CHCN

