

# 在安捷伦微型气相色谱仪中使用氧化铝 PLOT 色谱柱分离 C6 烯烃

## 应用简报

微型气相色谱，石化行业

## 作者

Cedric Bennett<sup>1</sup>、Kerry Kreiling<sup>1</sup> 和  
Remko van Loon<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Custom Solutions Group LLC，美国

<sup>2</sup> 安捷伦科技公司，荷兰

## 前言

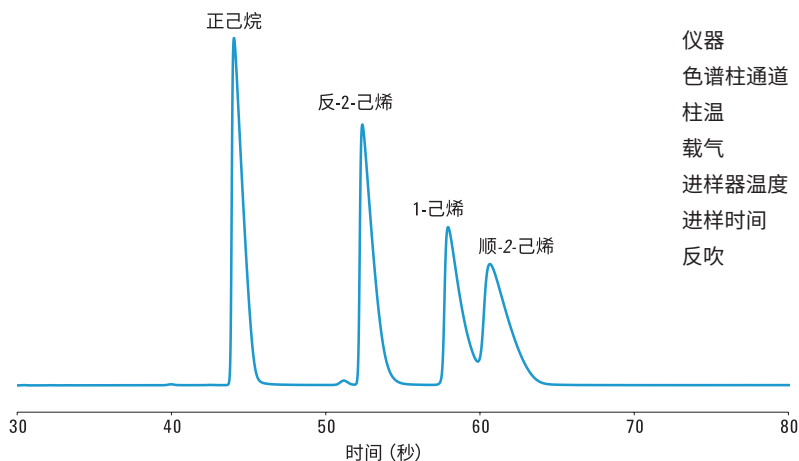
本应用简报重点介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对 C6 烯烃的分析。这款便携的模块化微型气相色谱仪最多可容纳四个独立控制和校正的色谱柱通道。每个通道都配有电子气体控制装置、短的窄口径分析柱、微机械进样器和微型 TCD 检测器，能够进行快速分析。这款仪器耐用紧凑、便于携带，能提供实验室级的分离效果。

该 490 微型气相色谱仪配置了一根经氯化钾去活化处理的 10 m 氧化铝色谱柱，能在 1 分多钟内完成对正己烷、顺式己烷、反式己烷和 1-己烷的分离。这款仪器能在更少时间内获得更多可用数据，可帮助您更快更好地作出业务决策。



Agilent Technologies

## 色谱图



仪器	Agilent 490 微型气相色谱仪 (部件号 G3581A)
色谱柱通道	10 m Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /KCl (部件号 494001440F)
柱温	160 °C
载气	氮气, 28 psi (193 kPa)
进样器温度	110 °C
进样时间	5 ms
反吹	0 s (正吹模式)

## 更多信息

查找当地的安捷伦客户中心:

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://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](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)

这些数据仅代表典型的结果。有关我们的产品与服务的信息，请访问我们的网站 [www.agilent.com](http://www.agilent.com)。

[www.agilent.com](http://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7月19日, 中国出版

5991-7170CHCN



**Agilent Technologies**