

# 查找

最适合的备件

The Measure of Confidence



安捷伦部件查找工具和气相色谱柱选择工具



保证您满意!

## 使用部件查找工具快速查找和订购您所需的安捷伦备件

该向导界面直观，采用图像化搜索和描述，有助于快速确定适合您的安捷伦气相色谱仪的备件。

- 完成气相色谱备件选择只需短短几秒
- 可快速定位难以查找的部件号，并轻松创建收藏列表
- 可打印部件列表或将其保存为文件

立即登录网址试用 [agilent.com/chem/partsfinder](http://agilent.com/chem/partsfinder)



Agilent Technologies



## 哪种 Agilent J&W 气相色谱柱适合您的仪器？ 使用气相色谱柱选择工具，短短几秒内找到答案

只需通过您的计算机或智能手机动动手指，就有安捷伦色谱专家为您选择合适的气相色谱柱。为了进一步简化色谱柱选择，我们为您提供了三种查找方法：

1. 根据分析方法查找
2. 根据色谱柱固定相、长度、内径和膜厚查找
3. 根据安捷伦或非安捷伦部件号查找

立即登录网址查找 [agilent.com/chem/SelectGC](http://agilent.com/chem/SelectGC)

安捷伦科技化学分析与消耗品客户免费专线：

800-820-3278 转 4

本资料中的信息如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2013

中国印制，2013年5月5日

5991-2321CHCN

