

# 流速对于安捷伦PLgel柱进行GPC/SEC低聚物分离的影响

## 技术综述

### 前言

在凝胶渗透色谱中，低聚物的分离度随流速降低而提高。但是，分离时间却随之明显增加。我们用安捷伦PLgel 5  $\mu\text{m}$  柱在三种不同流速下证明了这一影响。

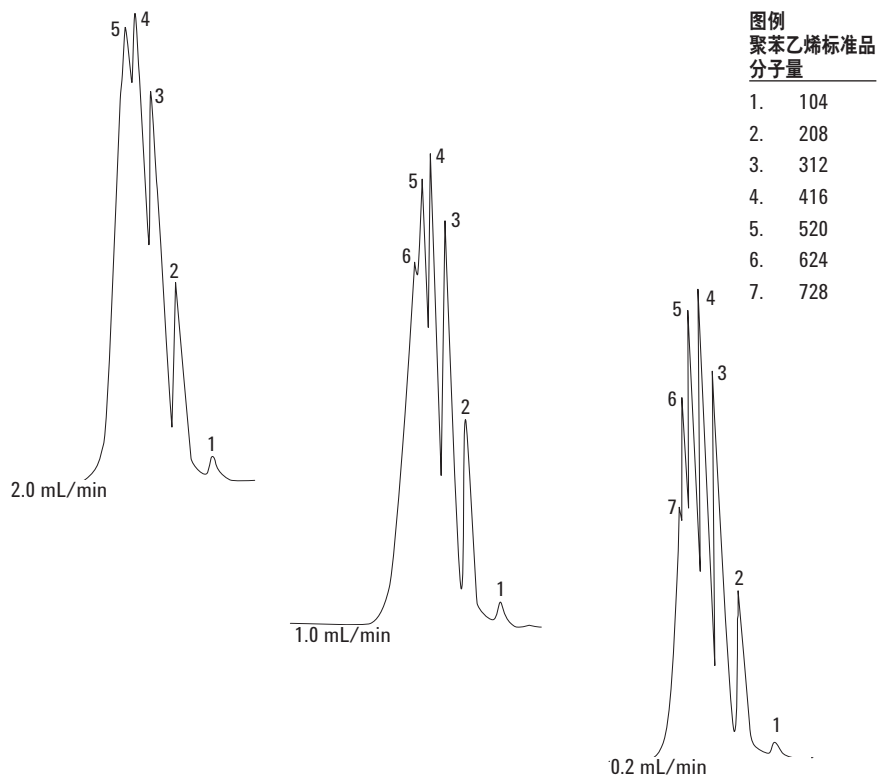


图1. 用安捷伦PLgel 5  $\mu\text{m}$ 柱分离聚苯乙烯标准品，说明不同流速的影响



Agilent Technologies

## 条件

校正标准品	安捷伦聚苯乙烯标准品480
色谱柱	Agilent PLgel 5 $\mu\text{m}$ 100Å, 300 × 7.5 mm (部件号 PL1110-6520)
洗脱液	四氢呋喃
检测器	RI
系统	Agilent PL-GPC 50

## 安捷伦的GPC/SEC色谱柱和校正标准品

安捷伦为基于溶液中分子大小的高效分离提供全面的色谱柱和校正标准品。安捷伦还为聚合物的GPC/SEC表征和分离提供领先的解决方案，并为准确的聚合物分析生产所有相关产品。

请访问[www.agilent.com/chem/gpc-sec](http://www.agilent.com/chem/gpc-sec)，获取安捷伦资料库中全面的应用报告和技术综述，了解安捷伦GPC/SEC柱和仪器如何帮助您获得最佳结果。

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

安捷伦对本资料中出现的错误，以及由于提供或使用本资料所造成的相关损失不承担责任。

本资料中产品性能指标和规格如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2011

中国印刷

2011年5月18日

5990-8226CHCN



**Agilent Technologies**