

安捷伦PLgel柱的粒径对低聚物GPC/SEC分离的影响

技术综述

前言

如Van Deemter方程所述，分离度将随着色谱柱粒径的减小而提高。填料粒径减小，操作压力也将升高。我们用三种不同粒径的安捷伦PLgel柱证明了这一影响。

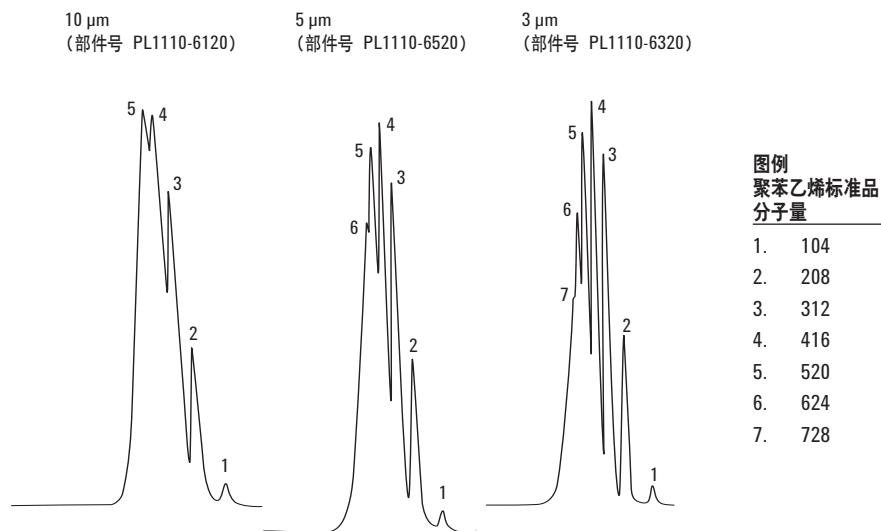


图1. 用不同粒径安捷伦PLgel柱分离聚苯乙烯标准品的结果



Agilent Technologies

条件

校正标准	安捷伦聚苯乙烯标准品 480
色谱柱	Agilent PLgel 100Å, 300 × 7.5 mm
洗脱液	四氢呋喃
流速	1.0 mL/min
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，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

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27日

5990-8225CHCN



Agilent Technologies