

用安捷伦 PLgel 3 μm MIXED-E 柱对聚苯乙烯标准品进行凝胶渗透色谱分离

技术综述

前言

本实验采用凝胶渗透色谱对聚苯乙烯标准品进行分离，可以分离 580 标准品的各低聚物，但 34500 标准品被排阻。

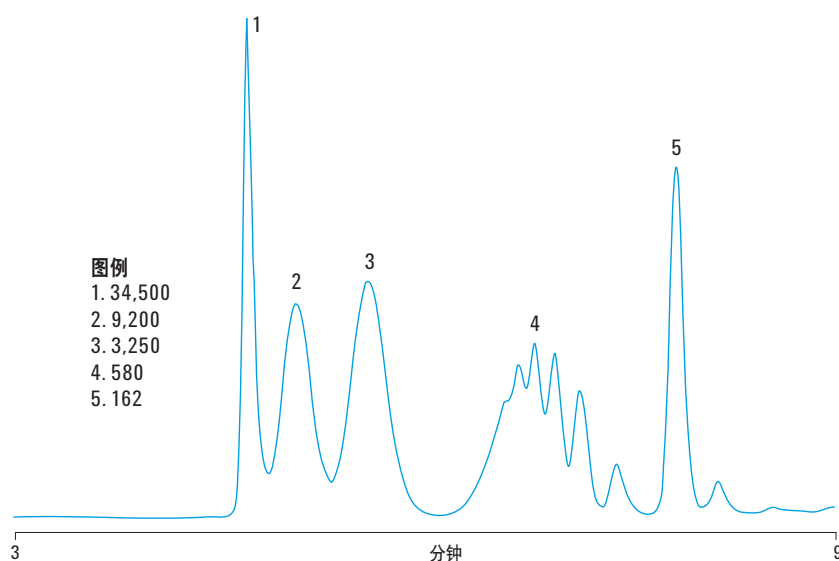


图 1. 用安捷伦 PLgel 3 μm MIXED-E 柱分离低分子量聚苯乙烯标准品的色谱图

条件

色谱柱	安捷伦 PLgel 3 μm MIXED-E, 300 mm \times 7.5 mm (部件号 PL1110-6300)
洗脱液	THF
流速	1.0 mL/min
检测器	UV, 254 nm
系统	Agilent PL-GPC 50



Agilent Technologies

安捷伦 PLgel 3 μm MIXED-E 柱

安捷伦 PLgel MIXED-E, 3 μm 柱具有高柱效 (> 80,000 塔板数/米) 和宽分子量分离范围 (聚苯乙烯可高达 30000 道尔顿), 是低分子量聚合物分离的首选色谱柱。

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 4 月 22 日

5990-7937CHCN



Agilent Technologies