

无比可靠的 CQA 监测，源自安捷伦

了解生物药物的属性及其生产过程，对于确保其安全性、有效性和药代动力学至关重要。

在分析高度复杂的生物治疗分子以及监测它们的纯度、效价和其他关键质量属性 (CQA) 时，Agilent AdvanceBio 色谱柱可为您提供可靠的结果。

滴度测定

亲和色谱

工艺开发过程中 mAb 滴度测定的理想选择

BioMonolith Protein A 和 BioMonolith Protein G

天然 Protein A 或 Protein G

属性	优势
快速分离	缩短方法开发时间
高结合容量	应用更灵活
大大减少堵塞	缩短系统停机时间

多聚糖分析

亲水相互作用色谱

快速、高分离度、可重现的多聚糖分离

AdvanceBio 糖谱分析柱

一种酰胺 HILIC 色谱柱

属性	优势
2.7 μm 表面多孔颗粒填料	低压，高分离度
1.8 μm 全多孔颗粒填料	超高分离度
兼容荧光和质谱检测	轻松实现方法转移

电荷异构体分析

离子交换色谱

提高生物分子表征的准确度与速度

Bio MAb

单克隆抗体分离的理想选择

属性	优势
刚性非多孔颗粒	高效分离
亲水聚合物层	避免非特异性吸附
高密度 WCX 固定相	高离子交换容量，非常适合 MAb

Bio IEX

蛋白质和多肽分离的理想选择

属性	优势
具有亲水性涂层的刚性颗粒	避免非特异性吸附
强/弱阳离子、阴离子固定相	只需一个色谱柱即可应对所有分离

氨基酸和细胞培养基分析

小分子色谱 (< 150 Å)

提供稳定的高分离度分离

AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA) 柱

包含样品衍生化的 LC/UV 或 LC/FLD 分析

属性	优势
出色的分离度	更可靠的结果
耐高 pH 的 C18 固定相	更长的色谱柱寿命
兼容 HPLC 和 UHPLC	更高的灵活性

AdvanceBio MS Spent Media

不含样品衍生化的 LC/MS 分析

属性	优势
HILIC 液相色谱分离/质谱检测	一种适用于多种代谢物的方法
无需样品衍生化	使用任意 LC/MS 系统
PEEK 内衬的不锈钢色谱柱硬件	优异的峰形和回收率

肽谱分析

反相色谱 (< 150 Å)

可靠地表征一级结构并检测 PTM

AdvanceBio 肽谱分析柱

蛋白质鉴定和 PTM 分析

属性	优势
封端的 C18 键合相	对亲水性肽具有良好的保留性
表面多孔颗粒填料	在适度的反压下具有类似于 UHPLC 的效率

AdvanceBio Peptide Plus

适用于质谱检测的理想甲酸性能

属性	优势
使用甲酸时可获得尖锐的峰形	良好的质谱灵敏度
高灵敏度	鉴定重要的低浓度修饰
电荷表面化学特性	大样品载样量下保持高性能
独特的选择性	分离重要 PTM (如脱酰胺基化)

聚集体/片段分析

体积排阻色谱

各种生物分子分离的准确定量分析

AdvanceBio SEC

功能全面，可应对常规和挑战性应用

属性	优势
亲水性聚合物涂层	避免次级相互作用
提高分析速度	按时交付结果
提高重现性	减少重复工作
提高灵敏度	即使是低浓度聚集体也能实现定量分析

Bio SEC-3 和 Bio SEC-5

超大孔径和放大选项

属性	优势
与大多数水相缓冲液兼容	方法灵活
孔径选择范围广，包括 1000 Å 和 2000 Å	从肽到 VLP，选项丰富
分析和半制备规格	便于放大或缩小

完整蛋白质和亚基纯度

大分子色谱 (> 150 Å)

广泛的选择性满足每一次分离要求

AdvanceBio RP-mAb

单克隆抗体的理想选择

属性	优势
孔径 450 Å，表面多孔颗粒	适用于高分离度 mAb 分离的出色设计
更长的色谱柱寿命	更低的运行成本
广泛的固定相	灵活的方法开发

ZORBAX RRHD 300 Å 1.8 μm UHPLC 分离

属性	优势
最大压力 1200 bar	可兼容 UHPLC
1.8 μm 颗粒	超高分离度
广泛的固定相	灵活的方法开发

PLRP-S

适用于质谱检测的理想甲酸性能

属性	优势
无硅醇基相互作用的聚合物填料	更出色的峰形、更优异的回收率和更低的残留
耐用的弹性填料	在更长的寿命期获得可重现的结果
宽孔径范围	可分离小分子、大分子复合物和寡核苷酸
使用甲酸时具有优异的峰形	不会影响质谱检测的灵敏度和分离度



每根色谱柱均经过 QC 测试，以确保实现高柱效。所有 AdvanceBio 色谱柱均针对特定应用进行了额外的 QC 测试，以确保实现高性能。

如需了解关于 Agilent AdvanceBio 色谱柱的更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/advancebio



AdvanceBio 网络研讨会系列：
随时观看网络研讨会直播和研讨会录制视频
www.agilent.com/chem/advancebio-webinars

查找当地的安捷伦客户中心：
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