

Agilent BioHPLC 컬럼 – 바이오의약품 분석을 위한 완벽한 솔루션

신뢰할 수 있는 성과. 검증된 결과. 가장 까다로운 분리 과제를 해결할 수 있도록 더욱 다양한 컬럼 케미스트리와 선택지를 제공합니다.



권장 응용 분야:	펩타이드	올리고뉴클레오타이드	단백질/mAb/ADC	AAV/VLP	비이온성 계면활성제	대사체	글리칸
BioHPLC 컬럼	케미스트리	입자 크기	기공 크기	한계 온도	pH 범위	압력 한계	장점 및 응용 분야
AdvanceBio 펩타이드 맵핑		2.7µm	120Å	60°C	2–8	600bar	우수한 피크 모양과 효율로 펩타이드를 특성 규명합니다.
Altura Peptide Plus AdvanceBio Peptide Plus		2.7µm	100Å	90°C	1–11	600bar	높은 pH 내성은 물론, 포름산 및 높은 시료 로드 조건에서 향상된 피크 모양을 제공하는 대체 선택성을 제공합니다.
Altura Oligo HPH-C18 AdvanceBio Oligonucleotide		2.7, 4µm	100Å	65°C	3–11	600bar	올리고뉴클레오타이드 분리. 컬럼은 일관된 성능을 보장하기 위해 배치 테스트를 거칩니다.
Altura ZORBAX Eclipse Plus C18		1.8µm	95Å	60°C	2–9	1200bar	펩타이드 분리. LC 분석법 개발을 위한 좋은 시작점.
ZORBAX 300SB-C18		1.8, 3.5, 5, 7µm	300Å	80°C	1–8	1200bar(1.8µm) 400bar(3.5 – 7µm)	산성 및 고온 조건에서도 뛰어난 안정성과 우수한 피크 모양을 제공합니다.
ZORBAX 300SB-C8		1.8, 3.5, 5, 7µm	300Å	80°C	1–8	1200bar(1.8µm) 400bar(3.5 – 7µm)	낮은 pH 및 고온 조건에서 C18 대비 소수성 분석 물질의 머무름을 줄입니다.
ZORBAX 300SB-C3		1.8, 3.5, 5, 7µm	300Å	60°C	1–8	1200bar(1.8µm) 400bar(3.5 – 7µm)	낮은 pH 및 고온 조건에서 C8 대비 소수성 분석 물질의 머무름을 줄입니다.
ZORBAX 300SB-Diphenyl		1.8µm	300Å	80°C	1–8	1200bar	PI-PI 상호작용을 통해 방향족 화합물에 대한 대체 선택성을 제공합니다.
ZORBAX 300SB-CN		3.5, 5, 7 µm	300Å	80°C	1–8	400bar	낮은 pH 또는 고온 조건에서 극성 분자의 분리에 최적화되었습니다.
ZORBAX 300Extend-C18		3.5, 5 µm	300Å	40°C, pH >8 60°C, pH <8	2–11.5	400bar	높은 pH 조건에서 안정적인 성능과 긴 사용 수명을 제공합니다.
Poroshell 300SB-C18		5µm	300Å	90°C	1–8	400bar	단백질 및 펩타이드의 신속한 분리에 적합합니다.
Poroshell 300SB-C8		5µm	300Å	90°C	1–8	400bar	C18 대비 소수성 분석 물질의 머무름을 줄여 신속한 분리를 제공합니다.
Poroshell 300SB-C3		5µm	300Å	90°C	1–8	400bar	C8 대비 소수성 분석 물질의 머무름을 줄여 신속한 분리를 제공합니다.
Poroshell 300Extend-C18		5µm	300Å	40°C, pH >8 60°C, pH <8	2–11.5	400bar	신속한 분리와 고유한 컬럼 케미스트리를 결합하여 높은 pH 조건에서 컬럼 수명을 향상시킵니다.
AdvanceBio RP-mAb C4		3.5µm	450Å	90°C	1–8	600bar	넓은 기공 크기로 설계되어 mAb 및 기타 고분자 단백질의 원형(intact) 분석과 서브유닛 분석에 적합합니다.
AdvanceBio RP-mAb SB-C8		3.5µm	450Å	90°C	1–8	600bar	넓은 기공 크기로 설계되어 C4 대비 소수성 분석 물질의 머무름을 향상시킵니다.
AdvanceBio RP-mAb Diphenyl		3.5µm	450Å	90°C	1–8	600bar	mAb 및 기타 대형 단백질에 적합하도록 넓은 기공 크기로 설계되어, 대체 선택성을 제공합니다.
AdvanceBio Surfactant Profiling		3.5µm	300Å	80°C	1–8	600bar	폴리소르베이트 및 기타 계면활성제 분해산물을 특성 분석합니다. 컬럼은 일관된 성능을 보장하기 위해 배치 테스트를 거칩니다.
Altura PLRP-S PLRP-S		3, 5, 8, 10, 20, 30, 50µm	100Å 300Å 1000Å 4000Å	200°C	1–14	275bar(3µm) 207Bar(5 – 10µm) 103bar(20 – 50µm)	결합상이 필요 없는 폴리머 기반 케미스트리를 적용했습니다. 저분자, 합성 바이오분자 및 고분자의 분석과 정제에 이상적입니다.
Altura Poroshell HILIC-Z		2.7µm	100Å	80°C	2–12	600bar	쌍극성 이온 고정상은 다른 HILIC 고정상과 차별화된 선택성을 제공합니다.
AdvanceBio Amide HILIC		1.8µm	300Å	80°C	2–7	1200bar	AdvanceBio 글리칸 맵핑 컬럼 대비 향상된 피크 용량과 온도 안정성을 제공하여 글리칸 분석에서 최고의 분리 성능을 구현합니다.
AdvanceBio 글리칸 맵핑		1.8, 2.7µm	120Å 300Å	40°C	2–7	600bar(2.7µm) 1200bar(1.8µm)	신속하고 고분해능의 재현성 있는 글리칸 식별을 제공하도록 설계 및 제조되었습니다.
AdvanceBio HIC		3.5µm	450Å	60°C	2–8	400bar	mAb, ADC 등을 포함한 원형(intact) 단백질의 고분해능 원형(intact) 분리를 제공합니다.

이온 교환 크로마토그래피

Bio IEX

올리고뉴클레오타이드, 단백질 및 펩타이드의 고해상도, 고회수를 이온 교환 분리를 위한 비다공성 폴리머 입자를 적용했습니다. 1.7, 3, 5 및 10µm 크기의 비다공성 입자와 SCX, WCX, SAX 및 WAX 케미스트리를 선택할 수 있습니다.

Bio Mab

단일클론 항체 및 관련 바이오의약품의 전하 변이체 분석에 최적화된 WCX 비다공성 폴리머 컬럼입니다. 1.7, 3, 5 및 10µm 입자 크기로 제공됩니다.

Bio-Monolith IEX

항체, plasmid DNA, 바이러스 및 박테리오파지 등 대형 바이오분자의 고분해능 고속 분리를 구현하는 모놀리식 이온 교환 컬럼입니다. SCX, SAX 및 WAX 고정상으로 제공됩니다.

PL-SAX

바이오분자 정제를 위한 높은 친수성의 강음이온 교환 수지입니다. 천연 상태 또는 변성 조건에서 단백질과 합성 올리고뉴클레오타이드의 정제에 이상적입니다. 5, 8, 10 및 30µm 입자 크기와 1000Å 또는 4000Å 기공 크기로 제공됩니다.

PL-SCX

거대 기공 PS/DVB 입자와 친수성 표면을 기반으로 한 강양이온 교환 컬럼입니다. 1000Å 기공은 다양한 크기의 바이오분자에 대해 효율적인 질량 이동을 보장합니다. 5–30µm 입자 크기를 제공하여 완전히 확장 가능한 정제 워크플로우를 구현할 수 있습니다.

ZORBAX 이온 교환 컬럼

실리카 기반의 이온 교환 컬럼으로 SAX 및 SCX 상을 제공합니다. 5µm 결합 실리카 입자를 충전하여 단백질, 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드를 효율적으로 분리합니다.

크기 배제 크로마토그래피

Altura SEC 및 AdvanceBio SEC

1.9µm(120Å 및 200Å) 최대 620bar의 압력에서도 안정적인 고효율, 고분해능 SEC 컬럼으로, 고처리량 분석에 적합합니다. 200Å 기공 크기는 mAb 이량체, 단량체 및 단편을 동시에 최적화하여 분리하도록 설계되었습니다.

2차 상호 작용을 최소화하는 고유한 친수성 코팅을 적용한 견고한 SEC 컬럼입니다. 펩타이드, mAb 및 AAV, VLP mRNA를 포함한 대형 바이오의약품의 응집체와 단편을 최적화하여 분리합니다.

Bio SEC-3

Bio SEC-3 HPLC 컬럼은 결합된 친수성 코팅을 적용한 3µm 실리카를 사용하여 효율적이고 재현성 높은 SEC 분리를 제공합니다. 100Å, 150Å 및 300Å 기공 크기를 제공하여 다양한 펩타이드와 단백질 분석을 지원합니다.

Bio SEC-5

Bio SEC-5 HPLC 컬럼은 중성 친수성 코팅을 적용한 5µm 실리카를 사용하여 안정적인 고분해능의 SEC 성능을 제공합니다. 100Å부터 2000Å까지 다양한 기공 크기를 제공하며, 낮은 작동 압력에서 사용할 수 있습니다.

친화도 크로마토그래피

Bio-Monolith 친화성 컬럼

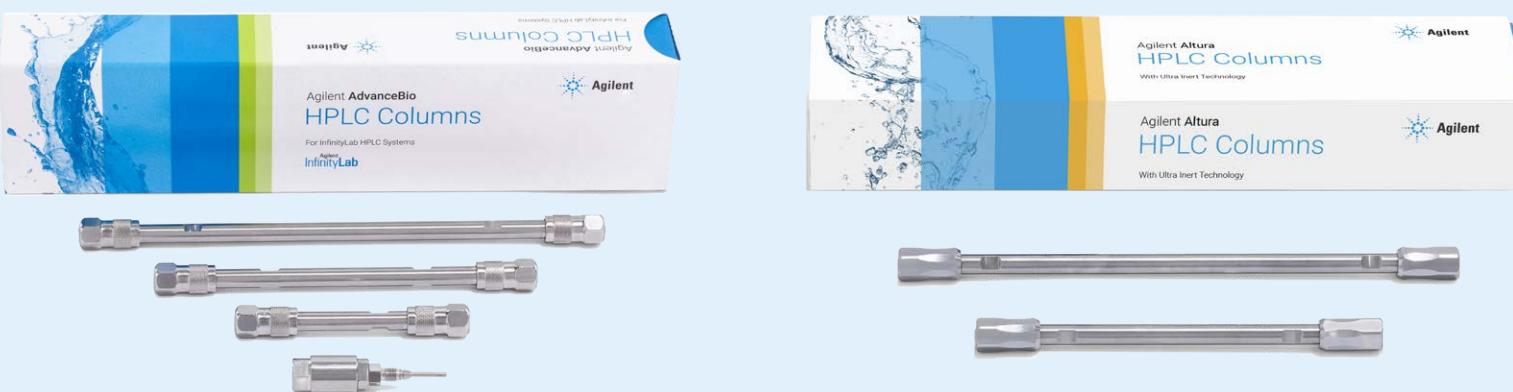
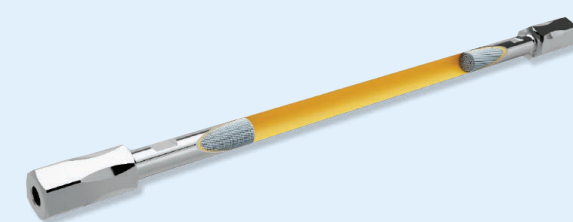
모든 IgG 서브클래스의 분석 분리를 위한 Protein A 및 Protein G 모놀리식 친화성 컬럼입니다. 1분 이내에 mAb 역가를 정량할 수 있으며, 후속 CQA 분석을 위한 mAb 포집이 가능한 고 2D-LC 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있습니다.

어떤 컬럼 내경과 길이를 선택해야 하나요?

형식	설명
컬럼 내경	4.6mm는 기존 분석법에 적합, 3.0mm는 4.6mm보다 용매 사용량을 줄일 수 있는 선택 용매 사용량이 극히 적거나 MS 응용 작업의 경우 2.1mm가 적합
컬럼 길이	빠른 분리를 원할 경우 30-100mm의 짧은 컬럼 사용 높은 분리능을 원할 경우 150-250mm의 긴 컬럼 사용

Ultra Inert 기술로 성능을 한 차원 높이세요

Altura 컬럼은 혁신적인 Ultra Inert 기술을 적용하여 고정상의 분리 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 합니다. 금속에 민감한 분석 물질에 대해 뛰어난 크로마토그래피 성능, 빠른 평형화 및 향상된 감도를 경험해 보세요.



BioHPLC 컬럼과 주요 품질 속성(CQA) 분석을 위한 바이오 소모품에 대한 자세한 내용은 www.agilent.com/columns/biohplc에서 확인하세요.