

보다 다양한 Chemistry와 넓은 선택 범위로 까다로운 분리 문제 해결

InfinityLab Poroshell 120 제품군은 3가지 입자 크기와 20종의 Chemistry를 포함하고 있습니다. 따라서 가장 다양한 화합물을 효율적으로 분리할 수 있습니다.



InfinityLab Poroshell 120	Chemistry	입자 크기	Pore 크기	온도 한계	pH 범위	Endcapped	Carbon Load	표면적	USP 지정	이점 및 응용 분야
EC-C18		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	10%	130m2/g	L1	일반 응용 산, 염기 및 중성 화합물에 대해 우수한 피크 모양과 효율성을 보입니다
EC-C8		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	5%	130m2/g	L7	일반 응용 C18에 비해 hydrophobic 분석물의 머무름 시간을 줄여줍니다
Aq-C18		2.7µm	120 Å	90°C	1.0-8.0	Yes	Proprietary	130m2/g	L1	까다로운 극성 화합물의 머무름을 연장하는 동시에 비극성 분석물질을 분리합니다 수용성 이동상 100% 적합 및 낮은 pH에서 안정성을 제공
SB-C18		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	90°C	1.0-8.0	No	9%	130m2/g	L1	낮은 pH에서 탁월한 안정성 높은 산성 조건에서 탁월한 피크 모양을 제공합니다
SB-C8		2.7µm	120 Å	80°C	1.0-8.0	No	5.5%	130m2/g	L7	낮은 pH에서 탁월한 안정성 C18에 비해 hydrophobic 분석물의 머무름 시간을 줄여줍니다
HPH-C18		1.9µm, 2.7µm, 4µm	100 Å	60°C	2.0-11.0	Yes	Proprietary	95m2/g	L1	특히 높은 pH 조건에서 가장 긴 사용수명을 보이는 높은 pH 능력 안정적인 성능과 긴 사용수명을 보입니다 EC-C18과 비교했을 때 선택성이 유사합니다
HPH-C8		2.7µm, 4µm	100 Å	60°C	2.0-11.0	Yes	Proprietary	95m2/g	L7	높은 pH 능력 안정적인 성능과 긴 사용수명을 보입니다 C18에 비해 hydrophobic 분석물의 머무름 시간을 줄여줍니다
CS-C18		2.7 µm	100 Å	90°C	1.0-11.0	Yes	Proprietary	95m2/g	L1	대체 선택성으로 높은 pH 능력을 제공합니다 이온성이 낮은 염기성 화합물의 피크 형태와 시료 용량이 개선되었습니다 이동 단계를 강화합니다
Bonus-RP		2.7µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	9.5%	130m2/g	L60	C18과 상호보완적인 선택성 극성 내포형 그룹으로 인한 독특한 선택성, 100% 수성에서 안정적입니다
PFP		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	5.1%	130m2/g	L43	상호보완적인 선택성 극성 및 비극성 분석물에 대해 우수한 피크 모양을 보이며 방향족 및 할로겐화 화합물에 대해서는 독특한 선택성을 제공합니다
Phenyl-Hexyl		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	9%	130m2/g	L11	방향족 분석물에 대한 상호보완적 선택성 pi-pi 상호작용을 활용한 높은 비극성의 결합상
SB-Aq		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	80°C	1.0-8.0	No	Proprietary	130m2/g	L96	상호보완적인 선택성 역상 LC를 이용해 극성 화합물에 우수한 피크 모양과 머무름 시간을 제공합니다 수용성이 높은 조건(100% 물 포함)에서 탁월한 안정성을 제공합니다
EC-CN		2.7µm	120 Å	60°C	2.0-8.0	Yes	3.5%	130m2/g	L10	상호보완적인 선택성 역상 모드를 사용해 극성 및 중간 극성 화합물에 상호보완적인 선택성을 제공합니다 순상 모드를 사용해 비극성 분석물에 우수한 피크 모양과 머무름 시간을 제공합니다
HILIC-Z		1.9µm, 2.7µm, 4µm	100 Å	80°C	2.0-12.0	No	Proprietary	95m2/g	L114	극성 분석물 HILIC를 사용해 높은 극성 또는 하전된 화합물에 우수한 머무름 시간을 제공합니다 높은 pH 또는 고온에서 견고한 성능을 제공합니다
HILIC		1.9µm, 2.7µm, 4µm	120 Å	60°C	1.0-8.0	No	NA	130m2/g	L3	극성 분석물 HILIC를 사용해 극성 화합물에 우수한 머무름 시간을 제공합니다
HILIC-OH5		2.7µm	120 Å	45°C	1.0-7.0	Proprietary	Proprietary	130m2/g	L86	극성 분석물 Fructan 결합상으로 기타 HILIC 상에 상호보완적인 선택성을 제공합니다
Chiral-V		2.7µm	120 Å	45°C	2.5-7.0	Proprietary	Proprietary	130m2/g	L88	키랄 분리 Amines, Profens, 복잡한 염기 및 중성 화합물 Reversed-phase, polar ionic, normal phase, polar organic 모드
Chiral-T		2.7µm	120 Å	45°C	2.5-7.0	Proprietary	Proprietary	130m2/g	L63	키랄 분리 Beta blockers, hydroxyl acids, amino acids, profens, benzodiazepines, hydantoins Reversed-phase, polar ionic, normal phase, polar organic 모드
Chiral-CD		2.7µm	120 Å	45°C	3.0-7.0	Proprietary	Proprietary	130m2/g	L45	키랄 분리 Stimulants, fungicides, protected amino acids Reversed phase 또는 polar organic 모드
Chiral-CF		2.7µm	120 Å	45°C	3.0-7.0	Proprietary	Proprietary	130m2/g	NA	키랄 분리 Primary amines Polar organic 또는 normal phase 모드

참고: HILIC-OH5, 그리고 4가지 키랄 상은 전부 400bar의 압력 한계를 가집니다.

내 분석법에 가장 적합한 입자는?

UHPLC		1.9µm: 최고의 UHPLC 성능 발휘 - 최대 압력: 1300bar - 대상 시스템: Agilent 1290 Infinity II LC
HPLC 또는 UHPLC		2.7µm: 저압에서 UHPLC 성능 발휘 - 최대 압력: 600bar(달리 명시되지 않은 경우) - 대상 시스템: Agilent 1260 Infinity II LC 또는 Agilent 1260 Infinity II Prime LC
HPLC		4µm: 향상된 HPLC 성능 발휘 - 최대 압력: 600bar - 대상 시스템: Agilent 1220 Infinity II LC

1bar = 14.5PSI

psi	1450	2900	4350	5800	7250	8700	10,150	11,600	13,050	14,500	15,950	17,400	18,850	20,300
bar	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

어떤 컬럼 ID와 길이를 선택해야 합니까?

포맷	코멘트
컬럼 ID	기존 분석법에는 4.6mm가 적합 용매 사용량이 적을 경우에는 4.6mm보다 3.0mm가 적합 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

분석법이 완전 다공성 컬럼에서 개발된다면 어떨까요?

InfinityLab Poroshell Chemistry는 기존 ZORBAX Chemistry와 조화를 이루어 분석법을 완전 다공성 입자 컬럼에서 표면 다공성 입자 컬럼으로 쉽게 변환할 수 있습니다.

InfinityLab Poroshell Chemistry	매칭되는 Chemistry
InfinityLab Poroshell 120 EC-C18	ZORBAX Eclipse Plus C18
InfinityLab Poroshell 120 EC-C8	ZORBAX Eclipse Plus EC-C8
InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl	ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl
InfinityLab Poroshell 120 SB-C18	ZORBAX StableBond SB-C18
InfinityLab Poroshell 120 SB-C8	ZORBAX StableBond SB-C8
InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP	ZORBAX Bonus-RP
InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq	ZORBAX StableBond SB-Aq
InfinityLab Poroshell 120 EC-CN	ZORBAX Eclipse XDB-CN
InfinityLab Poroshell 120 HILIC	ZORBAX HILIC Plus



애질런트 InfinityLab은 LC 기기, 컬럼, 소모품의 최적화된 포트폴리오로, 응용 분야에 관계 없이 최대의 효율성 및 작업 성능을 달성할 수 있도록 완벽한 조화를 선보이는 시스템입니다.

자세한 정보: www.agilent.com/chem/infinitylab

InfinityLab Poroshell 120 컬럼에 대한 자세한 정보는 www.agilent.com/chem/poroshell-120에서 확인하세요