

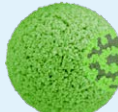
입증된 신뢰할 수 있는 완전 다공성 HILIC 컬럼 포트폴리오

Agilent ZORBAX 제품군은 뛰어난 머무름, 로딩 능력 및 시료 용매 저항성과 같은 완전 다공성 입자 컬럼이 갖춘 모든 장점을 제공합니다. UHPLC에서 분취용 LC까지 분석법을 쉽게 확장할 수 있습니다.



| Agilent ZORBAX            | 케미스트리   | 입자 크기               | 공극 크기(Å)       | 온도 한계               | pH 범위  | 엔드캡핑 처리 여부 | 탄소 로드(%) | 표면적     | USP 명칭 | 응용 분야 및 장점                                                                     |
|---------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|--------|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Eclipse Plus C18          |         | 1.8, 3.5, 5         | 95             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 9        | 160m²/g | L1     | 범용 LC 분석법 개발을 위한 시작점                                                           |
| Eclipse Plus C8           |         | 1.8, 3.5, 5         | 95             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 7        | 160m²/g | L7     | 범용 C18에 비해 머무름이 적은 소수성 분석물질                                                    |
| Eclipse Plus Phenyl-Hexyl |         | 1.8, 3.5, 5         | 95             | 60°C                | 2~8    | 더블         | 9        | 160m²/g | L11    | 방향족 화합물의 선택 대안 메탄올 사용 시 Pi-pi 상호작용 향상                                          |
| Eclipse Plus PAH          | 폴리머 C18 | 1.8, 3.5, 5         | 95             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 14       | 160m²/g | L1     | 특정 응용 분야 LC에서 PAH 분리용으로 설계                                                     |
| Eclipse XDB C18           |         | 1.8, 3.5, 5         | 80             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 10       | 180m²/g | L1     | 범용, 높은 탄소 로드 보다 높은 소수성과 친유성 분석물질의 선택 대안                                        |
| Eclipse XDB C8            |         | 1.8(RRHT) 3.5, 5, 7 | 80             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 7.6      | 180m²/g | L7     | 범용, 높은 탄소 로드 보다 높은 소수성과 친유성 분석물질의 선택 대안이지만 XDB-C18 대비 머무름이 적음                  |
| Eclipse XDB Phenyl        |         | 3.5, 5              | 80             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 7.2      | 180m²/g | L11    | 방향족 화합물의 선택 대안 메탄올 사용 시 Pi-pi 상호작용 향상                                          |
| Eclipse XDB CN            |         | 3.5, 5              | 80             | 60°C                | 2~9    | 더블         | 4.2      | 180m²/g | L10    | RP에서 극성 분석물질 분석, 낮은 블리딩 극성 및 중간 극성 화합물에 대한 탁월한 피크 모양                           |
| StableBond C18            |         | 1.8, 3.5, 5, 7      | 80             | 90°C                | 0.8~8  | 아니요        | 10       | 180m²/g | L1     | 낮은 pH 및 고온 높은 산성 조건에서 탁월한 안정성과 피크 모양 제공                                        |
| StableBond C8             |         | 1.8, 3.5, 5, 7      | 80             | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 5.5      | 180m²/g | L7     | 낮은 pH 및 고온 C18에 비해 머무름이 적은 소수성 분석물질                                            |
| StableBond C3             |         | 1.8, 3.5, 5         | 80             | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 4        | 180m²/g | L56    | 낮은 pH 및 고온 소수성 분석물질의 머무름 감소                                                    |
| StableBond Aq             |         | 특허기술                | 1.8, 3.5, 5, 7 | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 특허기술     | 180m²/g | L96    | RP에서 극성 분석물질 분석 역상 LC를 이용해 극성 화합물의 탁월한 피크 모양과 머무름을 성취하며 100% 수용성 이동 상에서 안정성 유지 |
| StableBond Phenyl         |         | R1=Phenylethyl      | 1.8, 3.5, 5, 7 | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 5.5      | 180m²/g | L11    | 방향족 화합물의 선택 대안 메탄올 사용 시 Pi-pi 상호작용 향상                                          |
| StableBond CN             |         | R1=(CH₂)₆-CN        | 1.8, 3.5, 5, 7 | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 4        | 180m²/g | L10    | 낮은 pH 또는 고온에서 극성 분자 분석, 낮은 블리딩 극성 및 중간 극성 화합물에 대한 탁월한 피크 모양                    |
| Extend C18                |         | 1.8, 3.5, 5, 7      | 80             | 60°C                | 2~11.5 | 더블         | 4        | 180m²/g | L1     | 높은 pH 응용 높은 pH에서 안정적인 성능과 긴 사용 수명 제공                                           |
| Bonus-RP                  |         | 1.8, 3.5, 5, 7      | 80             | 60°C                | 2~9    | 트리플        | 9.5      | 180m²/g | L60    | C18의 선택 대안 염기 화합물의 피크 모양이 개선되고 100% 수용성 조건에서 안정성 제공                            |
| HILIC Plus                |         | 1.8, 3.5            | 95             | 이동상의 허용 기준에서만 적용 가능 | 1~8    | 아니요        | 0        | 180m²/g | L3     | HILIC 모드에서 극성 분석물질 분석 HILIC에 의한 극성 화합물에 탁월한 머무름 제공                             |
| Rx C18                    |         | 3.5, 5, 7           | 80             | 60°C                | 2~8    | 아니요        | 12       | 180m²/g | L1     | 범용 머무름 증가를 위한 높은 탄소 로드                                                         |
| Rx C8                     |         | 3.5, 5              | 80             | 80°C                | 1~8    | 아니요        | 5.5      | 180m²/g | L7     | 범용                                                                             |
| Rx Sil                    |         | 1.8(RRHT) 5, 7      | 80             | 이동상의 허용 기준에서만 적용 가능 | 0.8~8  | 아니요        | 0        | 180m²/g | L3     | HILIC, NPLC 및 SFC 모드에서 극성 화합물 분석 분석법 개발을 위한 좋은 시작점                             |

어떤 입자가 지금 사용하는 분석법에 가장 적합할까요?



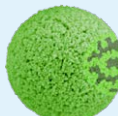
1.8µm

UHPLC

**1.8µm ZORBAX RRHD: 최고의 UHPLC 성능 제공**

최대 압력: 1200bar

적합한 용도: 1290 Infinity II LC 또는 1260 Infinity II Prime LC



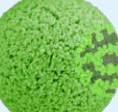
1.8µm

HPLC

**1.8 ZORBAX RRHT: 최대 600bar 압력에서 초고속 크로마토그래피 분리**

최대 압력: 600bar

적합한 용도: 1260 Infinity II LC



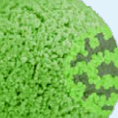
3.5µm

HPLC

**ZORBAX RR 3.5µm: HPLC 분석법의 고분리능**

최대 압력: 400bar

일반적인 HPLC 기기의 기존 분석법 업데이트



5µm

HPLC

**ZORBAX RR 5µm: 입증된 신뢰할 수 있는 HPLC 분석법**

최대 압력: 400bar

일반적인 HPLC 기기와 분취용 LC 기기에서 기존 분석법 사용

1 bar = 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<br>용매 사용량이 적을 경우에는 4.6mm보다 3.0mm가 적합<br>용매 사용량이 극히 적거나 MS 응용 작업의 경우 2.1mm가 적합 |
| 컬럼 길이 | 빠른 분리를 원할 경우 30~100mm의 짧은 컬럼 사용<br>높은 분리능을 원할 경우 150~250mm의 긴 컬럼 사용                              |

지금 사용하는 LC 분석법을 현대화하고 싶으십니까?

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

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



Agilent InfinityLab은 LC 기기, 컬럼 및 공급품의 최적화된 포트폴리오로, 응용 분야에 관계 없이 최대의 효율성 및 작업 성능을 실현할 수 있도록 완벽한 조화를 선보이는 시스템입니다. 자세한 정보:

[www.agilent.com/chem/infinitylab](http://www.agilent.com/chem/infinitylab)

ZORBAX 컬럼에 대한 자세한 정보는 [www.agilent.com/chem/ZORBAX](http://www.agilent.com/chem/ZORBAX)에서 확인하세요