



Agilent 1260 Infinity II 아미노산 분석 솔루션

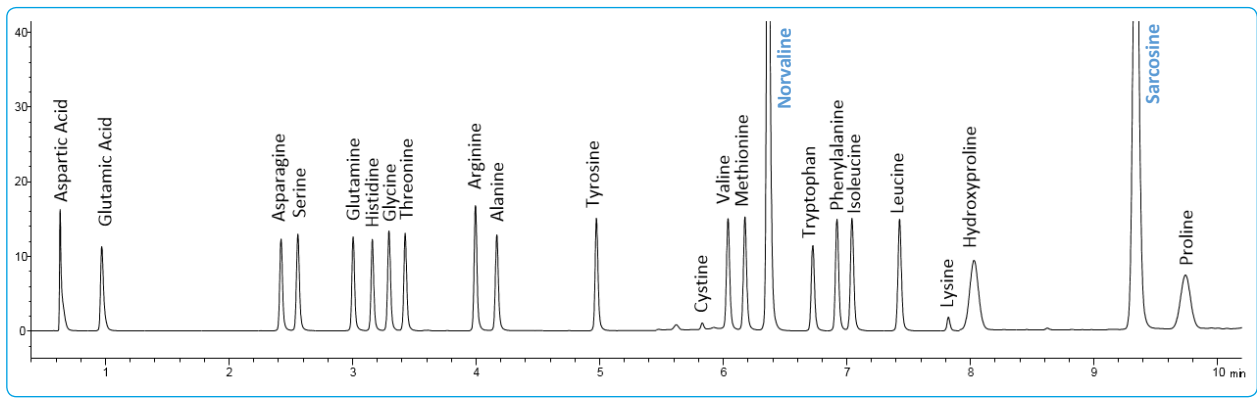
빠르고 민감하며 자동화된 아미노산 분석



차세대 아미노산 분석

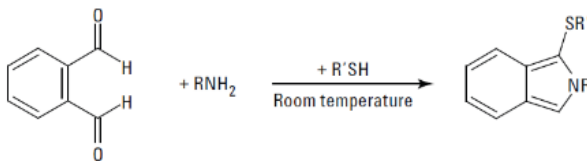
LC 워크플로 효율성 극대화

1260 Infinity II 아미노산 분석 솔루션은 최신 개발된 LC 기기 및 컬럼 기술의 혜택을 검증된 컬럼 전 유도체화 화학반응과 결합합니다. 이 솔루션은 즉시 사용 가능한 시약 및 표준품과 애질런트의 응용 지원을 조합함으로써 식품 및 의약품 산업의 아미노산 분석을 위한 완벽한 도구가 됩니다.

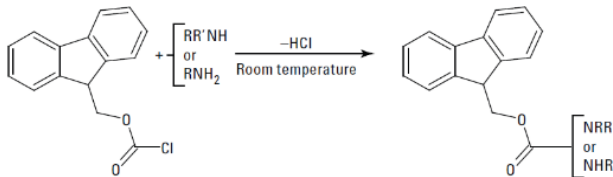


Agilent InfinityLab Poroshell HPH-C18 4.6 x 100mm, 2.7 μ m에서 21종의 아미노산(90pmol/ μ L)과 내부 표준물질 (norvaline 및 sarcosine)을 신속하게 분리. 1260 Infinity II 형광 검출기 스펙트럼에 의해 검출

자동화된 컬럼 전 유도체화



1차 아미노산용 Ortho-phthalaldehyde(OPA)



2차 아미노산용 9-fluorenylmethyl chloroformate(FMOC)



1260 Infinity II Vialsampler의 자동 유도체화는 재현성 높은 반응 결과를 제공하고 지루한 수동 절차 제거

아미노산	RT 평균 [분]	RT RSD [%]	면적 RSD [%] (DAD/MWD)	면적 RSD [%] (FLD)	아미노산	RT 평균 [분]	RT RSD [%]	면적 RSD [%] (DAD/MWD)	면적 RSD [%] (FLD)
Aspartic acid	0,63	0,57	0,83	0,28	Valine	6,03	0,02	0,35	0,70
Glutamic Acid	0,96	0,88	0,44	0,46	Methionine	6,17	0,02	0,21	0,48
Asparagine	2,41	0,22	0,39	0,42	Norvaline	6,35	0,02	IS	IS
Serine	2,55	0,17	0,32	0,93	Tryptophan	6,71	0,02	0,30	0,92
Glutamine	3,00	0,09	0,56	0,69	Phenylalanine	6,91	0,03	0,89	0,39
Histidine	3,15	0,07	1,57	1,56	Isoleucine	7,03	0,02	1,05	0,32
Glycine	3,28	0,06	0,44	0,20	Leucine	7,42	0,02	0,41	0,35
Threonine	3,42	0,04	0,65	0,74	Lysine	7,81	0,02	2,88	2,94
Arginine	3,99	0,02	0,48	0,81	Hydroxyproline	8,02	0,01	4,12	1,62
Alanine	4,16	0,03	0,46	0,96	Sarcosine	9,32	0,04	IS	IS
Tyrosine	4,96	0,03	0,40	0,60	Proline	9,72	0,08	2,67	1,59
Cystine	5,82	0,01	1,14	2,79					

내부 표준물질 검량을 거친 90pmol/μL의 6회 반복 분석의 응용 성능 데이터.

검출: 1260 Infinity II 다파장 검출기, 1260 Infinity II 다이오드 어레이 검출기 WR 및 1260 Infinity II 형광 검출기 스펙트럼



높은 pH 안정성을 위해 독특하게 화학적으로 변형됨

빠르고 견고한 아미노산 분리

- InfinityLab Poroshell 120 컬럼은 최대 50% 낮은 역압을 갖춘 sub-2-micron 컬럼과 같은 속도와 분리능 제공
- 2μm의 frit으로 더러운 시료의 영향 최소화
- 높은 pH 안정성 및 컬럼 수명을 위해 독특하게 화학적으로 변형됨
- 가드 컬럼 옵션은 InfinityLab Poroshell 120 컬럼의 수명을 늘려 운영 비용 감소

일상 분석의 효율성 및 신뢰성 확보

- 최대 600bar 및 5mL/분 분석 능력 범위의 더 빠른 속도와 높은 분리능
- 자동화된 온라인 유도체화를 위한 주입기 프로그래밍
- 다이오드 어레이 기술 기반의 고감도 UV 검출을 통해 동시 다파장 검출에서도 타협하지 않는 감도 제공
- 식별 및 피크 순도 분석을 위한 전체 스펙트럼 검출 옵션으로 분석 결과의 신뢰도 향상
- 더 높은 감도와 선택성을 성취하기 위해 1260 Infinity II 형광 검출기는 펩토몰 범위에서의 검출 한계 제공
- 100% HPLC 호환성으로, UHPLC 전용이 아닌 기타 LC 또는 UHPLC 응용에 대한 넓은 유연성 제공

1260 Infinity II 아미노산 분석 솔루션(레벨 5)은 다음과 같은 것으로 구성됩니다.

- 설치 및 안내 서비스를 포함한 완전한 하드웨어 및 소프트웨어 설정 (Agilent 1260 Infinity II LC 및 Agilent OpenLab CDS)
- InfinityLab Poroshell HPH-C18, 아미노산 표준물질 및 유도체화 시약 (자세한 정보는 주문 목록 참조)
- 분석에 대한 자세한 설명이 첨부된 표준 작동 절차(SOP)
- 분석법(시료 분석법이 포함된 USB 저장 장치)
- 정성 및 정량 LC 분석을 다루는 고객 현장에서의 현장 교육 및 지원

컬럼 및 화학물질 주문:	
695975-702	InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6x100mm, 2.7um
820750-928	InfinityLab Poroshell Fast Guard for UHPLC, HPH-C18, 4.6mm, LC guard column, 3/pk
5061-3339	Borate Buffer: 0.4M in water, pH 10.2, 100mL
5061-3337	Fmoc Reagent, 2.5mg/mL in ACN, 10 x 1mL ampoules
5061-3335	OPA Reagent, 10mg/mL in 0.4M borate buffer and 3-mercaptoproprionic acid, 6 x 1mL ampoules
5062-2479	Dithiodipropionic Acid(DTDPA) reagent, 5g
5181-1270	250µL Inserts with Polymer Feet, 100/pk
5182-0716	Vial, screw top, amber with write-on spot, certified, 2mL, 100/pk
5182-0721	Cap, screw, green, PTFE/white silicone septum, 100/pk
9301-1377	Vial, screw top, clear, certified, flat bottom, 6mL, for LC, 100/pk
9301-1379	Cap, screw, for 6mL vials, 100/pk
9301-1378	Septum for 6mL vials, 100/pk
5061-3330	AA standard, 1nmol/µL, 10 x 1mL
5061-3331	AA, standard 250pmol, 10/PK
5061-3332	AA standard, 100 pmol/µL, 10 x 1mL
5061-3333	AA standard, 25 pmol/µL, 10 x 1mL
5061-3334	AA standard, 10pmol/µL, 10 x 1mL
5062-2478	Amino acids supplement kit

이동상 및 주입 희석제 구성 성분용 추가 화학물질 Mfg Sigma:	
Sigma S 7907	Na ₂ HPO ₄ , Sodium Phosphate, Dibasic
Sigma S 9640	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O, Sodium Tetraborate Decahydrate
Sigma 79617	H ₃ PO ₄ , ortho Phosphoric Acid

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
 한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
 고객센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr

© Agilent Technologies, Inc. 2016
 2016년 5월 4일, 한국에서 인쇄
 5991-6936KO

