

애질런트 제품 관리자의 추천: Intuvo GC/MS 워크플로를 최적화하는 최고의 공급품

7693A 자동 시료 주입기가 장착된 Intuvo 9000 GC/5977B GC/MSD 시스템

자동 시료 주입기

1. 시린지: Syringe, 10 μ L, tapered, FN 23-26s/42/HP
2. 시린지: ALS syringe, Blue Line, 10 μ L, fixed needle, 23-26s/42/cone
3. 바이알 캡: Diffusion caps for 4 mL vials, 12/pk

5977B MSD

4. 필라멘트: Filament, high temperature, EI ion source
5. 필라멘트: High efficiency source filament

러프 펌프 소모품 및 도구

6. 펌프 오일: AVF 45 platinum
7. 팁 씰 유지보수 키트: IDP3 tip seal maintenance kit







가스 관리

8. 가스 필터: Carrier gas GasClean filter
9. 가스 필터: Big universal trap, helium 1/8 in, 250 psig

Intuvo 9000 GC

10. 셉타: Septa nonstick BTO inlet 11 mm 50/pk
11. 주입구 라이너: Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 5/pk
12. 주입구 라이너: Ultra Inert splitless single taper with frit liner
13. FID 제트: FID jet, universal fit, 0.011 inch ID
14. 라이너 O-링: Liner O-ring, nonstick 10/pk
15. 개스킷: Intuvo polyimide gasket
16. 개스킷: Intuvo nickel gasket
17. Guard Chip: Intuvo split/splitless inlet guard chip
18. Jumper Chip: Intuvo split/splitless inlet jumper chip
19. 도구: Intuvo compression bolt
20. 도구: Screw driver, torque, preset adjustable

참조 번호	부품 번호	설명	수량	장점	
일반 GC 워크플로 ¹ . 아래에 나열된 모든 품목은 온라인 쇼핑 목록에도 있습니다— MyList 보기 ²					
1	5181-1267	Syringe, 10 µL tapered, FN 23–26s/42/HP	1	비용 효율적인 표준 시린지	
2	G4513-80204	ALS syringe, Blue Line, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone	1	고성능 표준 시린지	
3	07673-40180	Diffusion caps for 4 mL vials, 12/pk	1	자동 시료 주입기 세척 바이알의 용매 증발 방지	
4	G7005-60061	Filament, high temperature, EI ion source	1	5977, 5975, 7000 MS 필라멘트. HES 이온화원을 제외한 이온화원 용 (5977A 또는 B - Inertplus, 비활성, Extractor, 스테인리스 강, 5975 또는 5973)	
5	G7002-60001	High efficiency source filaments	1	5977B 고효율 이온화원(HES) 및 7010B 고효율 이온화원 MS 시스템 전용	
6	5191-5851	AVF 45 platinum	1L	러프 펌프 유지보수 용 오일(오일 펌프 전용)	
7	G7077-67018	IDP3 tip seal maintenance kit	1	유지보수에 필요한 모든 품목 포함: 팁 씬, 소음기 필터 구성품, 마스크, 보풀이 없는 천, 장갑 및 육각 렌치	
8	CP17973	Carrier gas GasClean filter	1	GC/MS는 이상적인 작동을 위해 깨끗한 운반 가스가 필요(표시기 있음)	
9	RMSH-2	Big universal trap, helium, 1/8 in, 250 psig	1	대용량 필터(표시기 없음)	
10	5183-4757	Septa non-stick BTO inlet 11 mm 50/pk	1	BTO 셉타는 보다 높은 온도 범위에서 셉텀 블리딩을 줄이도록 최적화되었습니다; 주입구 최고 온도: 400°C	
11	5190-3165	Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 5/pk	1	범용 라이너: 다양한 응용에서 고성능 제공	
12	5190-5112-005	Ultra Inert splitless single taper with frit liner, 5/pk	1	유리 프리트 라이너로 보다 일관된 결과와 향상된 재현성 제공	
13	5200-0176	FID jet, universal fit, 0.011 inch id	1	캐필러리 및 충전 컬럼 호환성을 위한 설계. 스투드 갈링(나사산 마모)을 방지하고 간단한 설치를 위한 새로운 디자인	
14	5188-5365	Liner O-ring, non-stick fluorocarbon 10/pk	1	비접촉식 패키지 라이너 100팩과 함께 사용 권장	
Intuvo 전용 공급품. 아래에 나열된 모든 Intuvo 예비 품목은 온라인 쇼핑 목록에도 있습니다— MyList 보기 ²					
15	5190-9072	Intuvo polyimide gaskets 5/pk	1	Intuvo 유동 경로의 연결에 필요한 개스킷	
16	5190-9073	Intuvo nickel gaskets 2/pk	2	고온 응용에 사용(예. 400°C)	
17	G4587-60565	Intuvo split/splitless inlet guard chip 2/pk	1	“더러운 시료” 용 Guard Chip으로 특수한 Intuvo 컬럼 보호 Guard chip은 골드 씬과 가드 컬럼의 조합으로 더러운 시료로부터 분석 컬럼 보호	
18	G4587-60575	Intuvo split/splitless inlet jumper chip	1	깨끗한 시료에만 사용	
19	G4581-60260	Intuvo compression bolt	4	설치한 품목을 떨어뜨리거나 분실할 경우를 대비하여 여분의 품목 보유 권장	
20	8710-2790	Screw driver, torque, preset adjustable	1	Intuvo 압축 볼트에 사용할 수 있도록 특별 설계됨	

¹ Intuvo 9000과 8890/8860 GC는 동일한 주입구 및 FID 검출기로 구성되었습니다. GC 또는 GC/MS 분석 용으로 나열된 라이너, 셉타, FID 제트 및 시린지는 Intuvo 9000 GC에도 사용할 수 있습니다.

² 애질런트 온라인 스토어를 처음 사용하는 경우, 계정 확인을 위해 이메일 주소를 입력해 주십시오. 애질런트 계정이 없으시면, 등록해주세요(www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos). “MyList” 기능은 전자 상거래가 가능한 국가에서만 사용할 수 있습니다. 제품은 영업 담당자와 대리점을 통해 주문할 수도 있습니다.

<https://www.agilent.com/en/promotions/better-gc-connections>

이 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2020
2020년 4월 30일, 한국에서 인쇄
5994-1874KO
DE.5667013889

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com

 **Agilent**
Trusted Answers