

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

7693A 자동 시료 주입기가 장착된 8890 GC/7000D QQQ GC/MS 시스템

자동 시료 주입기

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

7000D QQQ MSD

4. 필라멘트: Filament, high temperature, EI ion source
5. 컬럼 너트: Column nut, collared, self-tightening, MSD transfer line

러프 펌프 소모품 및 도구

6. 팁 씰 키트: Tip seal kit, IDP-10
7. 펌프 오일: AVF 45 platinum, 1 liter



가스 관리

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

MSD를 제외한 8890 GC 검출기

10. FID 제트: FID jet, universal fit, 0.011 inch ID
11. 컬럼 너트: Column nut, collared, self-tightening, inlet/detector
12. 페룰: Ferrule, 0.4 mm VG 0.1-0.25 column 10/pk
13. 페룰: Ferrule, 0.5 mm graphite 0.32 column 10/pk

8890 GC 주입구

14. 셉타: Septa nonstick BTO inlet 11 mm 50/pk
15. 라이너 O-링: Liner O-ring, nonstick 10/pk
16. 주입구 라이너: Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 5/pk
17. 컬럼 너트: Column nut, collared, self-tightening, inlet/detector
18. 페룰: Ferrule, 0.4 mm VG 0.1-0.25 column 10/pk
19. 페룰: Ferrule, 0.5 mm graphite 0.32 column 10/pk
20. 필라멘트: High efficiency source filaments
21. 주입구 씰: Inlet seal, gold-plated, with washer
22. 라이너: Ultra Inert splitless single taper with frit liner

참조 번호	부품 번호	설명	수량	장점	
아래에 나열된 모든 품목은 온라인 쇼핑 목록에도 있습니다— MyList 보기 ¹					
1	5181-1267	Syringe, 10 µL tapered, FN 23-26s/42/HP	1	비용 효율적인 표준 시린지	
2	07673-40180	Diffusion caps for 4 mL vials, 12/pk	1	자동 시료 주입기 세척 바이알의 용매 증발 방지	
3	G4513-80204	ALS syringe, Blue Line, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone	1	고성능 표준 시린지	
4	G7005-60061	Filament, high temperature, EI ion source	2	5977, 5975, 7000 MS 필라멘트. HES 이온화원을 제외한 이온화원 용 (5977A 또는 B - Inertplus, 비활성, extractor, 스테인리스 강, 5975 또는 5973)	
5	G3440-81013	Column nut, collared, self-tightening, MSD transfer line	1	유동 경로의 연결 향상과 간단한 컬럼 설치 지원 참고: 흑연/Vespel 페룰만 사용 가능	
6	G7004-67026	IDP-10 tip seal kit	1	기본 포함: 팁 씬, 도구, 천, 면봉, 마스크, 나일론 장갑, 필터 구성품 및 매뉴얼	
7	5191-5851	AVF 45 platinum, 1 liter	1L	러프 펌프 유지보수 용 오일(오일 펌프 전용)	
8	CP17973	Carrier gas GasClean filter	1	GC/MS는 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	5200-0176	FID jet universal fit, 0.011 inch ID	1	캐필러리 및 충전 컬럼 호환성을 위한 설계. 스테드 갈링(나사산 마모)을 방지하고 간단한 설치를 위한 새로운 디자인	
11, 17	G3440-81011	Column nut, collared, self-tightening, inlet/detector	1	유동 경로의 연결 향상과 간단한 컬럼 설치 지원 참고: 흑연/Vespel 페룰만 사용 가능	
12, 18	5181-3323	Ferrule, 0.4 mm VG 0.1-0.25 column 10/pk	1	주입구/검출기 연결에 필요. 필요한 컬럼에 따라 다른 크기의 페룰 사용 가능	
13, 19	5080-8853	Ferrule, 0.5 mm graphite 0.32 column 10/pk	1	그래파이트 페룰은 FID, ECD 및 그 외 MSD를 제외한 검출기에 사용할 수 있습니다. 온도 주기 내내 누출이 없는 밀봉을 유지하면서, 과도한 조임으로 인한 컬럼 손상을 방지합니다.	
14	5183-4757	Septa nonstick BTO inlet 11 mm 50/PK	1	BTO 셉타는 보다 높은 온도 범위에서 셉텀 블리딩을 줄이도록 최적화되었습니다; 주입구 최고 온도: 400°C	
15	5188-5365	Liner O-ring, nonstick 10/PK	1	비접촉식 패키지 라이너 100팩과 함께 사용 권장	
16	5190-3165	Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 5/PK	1	범용 라이너: 다양한 응용에서 고성능 제공	
20	G7002-60001	High efficiency source filaments	1	5977B 고효율 이온화원(HES) 및 7010B 고효율 이온화원 MS 시스템 전용	
21	5188-5367	Inlet seal, gold-plated, with washer	1	성능에 부정적인 영향을 주는 미세한 누출을 제거하는 특허인 프로세스로 제조. SSI 및 MMI 주입 포트 용 주입구 씬	
22	5190-5112-005	Ultra Inert splitless single taper with frit liner	1	유리 프리트 라이너로 보다 일관된 결과와 향상된 재현성 제공	

¹ 애질런트 온라인 스토어를 처음 사용하는 경우, 계정 확인을 위해 이메일 주소를 입력해 주십시오. 애질런트 계정이 없으시다면, 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 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2020
2020년 4월 30일, 한국에서 인쇄
5994-1875KO
DE.5646180556

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_jsca@agilent.com

 **Agilent**
Trusted Answers