

빠른 참조 안내서

Agilent 708-DS 용출 장치 (6-포지션/G7910A 및 8-포지션/G7911A) 소모품

장치 1—회전 바스켓 장치 2—회전 패들

애질런트 테크놀로지는 귀하의 실험실 생산성을 최적화하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이에 Agilent 708-DS 용출 장치에 가장 많이 쓰이는 소모품과 부품 리스트를 만들었습니다.



장치 1용 Two-piece 샤프트

설명	코멘트	제품 번호
Upper receptor shaft, 21in. (total length when assembled)	Two-piece 바스켓 샤프트, 개별 적합성 인증서 포함	14-3613
Receptor, 21in. total, 6/pk	편리한 6개/팩	16-3613
Basket shaft, lower interchangeable, 3-clip, USP	하부 교체형 바스켓 샤프트	14-3631
Basket, lower, 3-clip, 6/pk	편리한 6개/팩	16-3631
Basket shaft, lower interchangeable, O-ring		13-3632
Basket shaft, lower interchangeable, 3-clip, for 2L	하부 교체형 바스켓 샤프트	14-3634
Mini basket shaft, lower interchangeable, stainless steel, O-ring		14-3636

장치 1용 One-piece 샤프트

설명	코멘트	제품 번호
Basket shaft, USP 3-clip, 21in.		14-3620
Basket shaft, O-ring, 21in.		14-3621
Basket shaft, PTFE-coated, 21in.	개별 적합성 인증서 포함	13-3622
Basket shaft, USP 3-clip, 24in.		13-3629
Basket shaft, for bolus basket, 24in.		13-3630

장치 2용 Two-piece 샤프트

설명	코멘트	제품 번호
Upper receptor shaft, 21in. (total length when assembled)	Two-piece 패들 샤프트, 개별 적합성 인증서 포함	14-3613
Upper receptor shaft, for 15in. (total length when assembled)		14-3612
Upper receptor shaft, 24in. (total length when assembled)		13-3614
Receptor, 21in. total, 6/pk		16-3613
Paddle, lower, DLC-coated, 1L, 6/pk		16-3609
Paddle, lower, electropolished stainless steel, for 1L, 6/pk	편리한 6개/팩	16-3603
Paddle, lower, PTFE-coated, for 1L, 6/pk		16-3602
	하부 교체형, PTFE 코팅	14-3602
	하부 교체형, 전해 연마된 스테인리스 스틸 1L	14-3603
	하부 교체형, DLC 코팅, 1L용	14-3609
	하부 교체형, PTFE 코팅, 2L용	14-3604
	하부 교체형, 스테인리스 스틸, 2L용	14-3605
	하부 교체형, PEEK	14-3606
	하부 교체형, PTFE 코팅	14-3607
	하부 교체형, 스테인리스 스틸	14-3608
	하부 교체형, 스테인리스 스틸, 250mL(CP)용	14-1449

장치 2용 One-piece 패들 샤프트

설명	코멘트	제품 번호
Paddle, PTFE-coated, 21in.		14-3594
Paddle, PTFE-coated, 24in.		13-3596
Paddle, electropolished, 21in.		14-3595
Paddle, electropolished, 24in.	개별 적합성 인증서 포함	14-3597
Paddle, PEEK, 24in.		13-3598
Mini paddle, PTFE-coated, 24in.		14-3599
Mini paddle, electropolished, 24in.		14-3600

캡슐 와이어, 무게 추, 싱커 바스켓

설명	제품 번호
Capsule weight wire, 316 stainless steel, 0.032in. dia., 50ft.	12-3000
Capsule weight, 3-prong	12-3050
Capsule weight, robotic type, with magnetic cap	12-3055
Capsule weight, robotic type, with magnetic inserts in legs	12-3056
Sinker basket, Japanese Pharmacopoeia (JP)	12-3070

샤프트 액세서리

설명	코멘트	제품 번호
Storage rack	One-piece 패들/바스켓 샤프트용	12-1350
Storage rack	Two-piece 패들/바스켓 샤프트용	12-1352

고정 샤프트 및 바스켓

설명	코멘트	제품 번호
Stationary basket	펠로디핀 사각형	12-2069

Float-A-Lyzer 홀더

설명	코멘트	제품 번호
Float-A-Lyzer 홀더	USP 장치 1과 함께 사용	12-2066
Float-A-Lyzer 홀더, 고정형	USP 장치 2와 함께 사용	12-2067

열전사 프린터 용지

설명	코멘트	제품 번호
열전사 프린터 용지	708-DS와 함께 사용, 10롤/pk	G7910-87002

장치 1용 바스켓

설명	코멘트	제품 번호
Basket, USP, 40-mesh		12-2100
Basket, USP, 40-mesh	개별 적합성 인증서 포함	12-2100V
Basket, mini, 40-mesh		12-2102
Basket, gold-plated, 40-mesh		12-2105
Basket, PTFE-coated, 40-mesh		12-2110
Basket, 3-fin assembly, 40-mesh		12-2115
Basket, 10-mesh		12-2125
Basket, slotted, for suppository testing		12-2130
Basket, 325x2300-mesh, 5µm		12-2146
Basket, 270x270-mesh, 53µm		12-2151
Basket, 150x150-mesh, 104µm		12-2152
Basket, 100x100-mesh, 140µm		12-2154
Basket, 50x50-mesh, 280µm		12-2155
Bolus basket, 20x20-mesh, 864µm		12-2180
Bolus basket, 40x40-mesh, 381µm		12-2185
	수직 시료 홀더, 라지	12-2165
Basket for Metformin	수직 시료 홀더, 스몰	12-2170

베셀 및 전환 키트

설명	코멘트	제품 번호
TruAlign VF molded vessel, clear, 1L		13-0010
TruAlign vessel, 1L, clear	인증서 포함	12-5149V
TruAlign vessel, low actinic - red, 1L		12-5152V
TruAlign peak vessel, 1L, clear		12-5153V
TruAlign peak vessel, low actinic - red, 1L		12-5154
TruAlign vessel, 2L, clear	인증서 포함	12-5157V
TruAlign vessel, low actinic - red, 2L		12-5158V
TruAlign vessel, 100mL		12-5145
TruAlign vessel, low actinic - red, 100mL		12-5146
TruAlign vessel, 200mL		12-5147
TruAlign vessel, low actinic - red, 200mL		12-5148
TruAlign vessel, flat bottom, 200mL (one per position)		12-5170
TruAlign vessel 100/200mL conversion kit	베셀, 어댑터, 증발 덮개 포함. 6개 세트	12-6368
TruAlign vessel, 250mL conversion kit, for Chinese Pharmacopeia	베셀, 어댑터, two-piece 소형 패들, 증발 덮개 및 매니폴드 어댑터 포함. 6개 세트	12-1450
TruAlign vessel, 250mL conversion kit, for Chinese Pharmacopeia	베셀, 어댑터, two-piece 소형 패들, 증발 덮개 및 매니폴드 어댑터 포함. 8개 세트	12-1451

수동 샘플링 액세서리

설명	코멘트	제품 번호
Bent cannula with luer lock	900mL를 1L 베셀에서 샘플링하는 경우, 4.75in.	12-3200
	500mL를 1L 베셀에서 샘플링하는 경우, 7.75in.	12-3210
Bent cannula with adjustable gauge	4.75in. (900mL), 708-DS	12-3221
	7.75in. (500mL), 708-DS	12-3222
Adjustable gauge kit, 708-DS		12-3223
Cannula	PEEK, 부피가 작은 샘플링용	12-3219
Glass syringe, 20cc		12-3230

증발 덮개

설명	코멘트	제품 번호
708-DS evaporation cover, standard	CP/USP 샘플링용	K1005-05225
708-DS evaporation cover	Resident 샘플링 프로브와 함께 사용할 경우, 낮은 손실	K1005-05218

Full flow 필터

설명	코멘트	제품 번호
Full flow 필터	UHMWPE, blue, 10µm, 1000/pk	17-4005
	UHMWPE, blue, 10µm, 100/pk	17-4000
	UHMWPE, white, 1µm, 100/pk	17-4003
	UHMWPE, white, 4µm, 100/pk	17-4004
	UHMWPE, white, 35µm, 1000/pk	17-4015
	UHMWPE, white, 35µm, 100/pk	17-4010
	UHMWPE, red, 70µm, 1000/pk	17-4025
	UHMWPE, red, 70µm, 100/pk	17-4020
	PVDF, green, 10µm, 1000/pk	17-4045
	PVDF, green, 10µm, 100/pk	17-4040
PVDF, yellow, 35µm, 1000/pk	17-4055	
PVDF, yellow, 35µm, 100/pk	17-4050	

용출 기기 및 액세서리에 대해 더 자세히 알아보세요.

www.agilent.com/chem/dissolution

DE39232769

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
2022년 10월 4일 한국에서 발행
5994-0388KO

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

