

# Agilent QuickProbe GC/MS 소모품



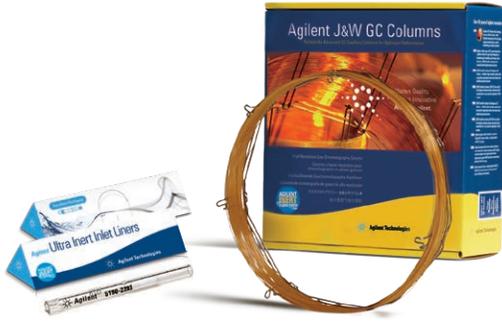
## 애질런트 기기를 위한 애질런트 소모품

애질런트는 실험실의 생산성을 최적화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 QuickProbe에 대해 가장 흔히 주문하는 소모품 및 부품 리스트를 발행했습니다. 이 리스트를 보유하면 필요한 소모품을 빠르고 쉽게 찾아볼 수 있고 기기 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

삽입 프로브	부품 번호
QuickProbe probe holder For use with round tip and pocket tip probes	G3971-60200
Insertion probe round tip(100/pk) Recommended for liquids, dissolved samples, and tablets	5190-5118
Insertion probe pocket tip(100/pk) Recommended for powders	5190-5113
TSP probe holder For use with TSP solid probe vials	G3971-20251
TSP solid probe vials(100/pk) Recommended for solids	5190-3187
추가 소모품	부품 번호
External split vent cartridge kit Includes trap and 3 cartridges	RDT-1020
External split vent replacement cartridges(3/pk)	RDT-1023
Gas Clean carrier gas kit Includes one 1-position 1/8 in connecting unit (part number CP7988) and two carrier gas purifiers (part number CP17973)	CP17976
Gas Clean carrier gas purifier, 1/pk	CP17973

QuickProbe 주입구 소모품	부품 번호
QuickProbe liner, UI, 4mm id, frit	5190-5104
GC inlet seal, gold plated, with washer	5188-5367
QuickProbe 컬럼 및 페룰	부품 번호
Agilent J&W DB-1ht QuickProbe GC column, 2m, 0.25mm, 0.10µm, for use in QuickProbe Fast GC; high-temperature columns are highly recommended with the QuickProbe*	G3903-61006
Agilent J&W DB-1ms Ultra Inert QuickProbe GC column, 1m, 0.18mm, 0.18µm, for use when connecting GC to MS	G3903-61007
Flexible Metal ferrule, UltiMetal Plus, 0.4mm id, for 0.1 to 0.25mm id fused silica tubing, 10/pk	G3188-27501
Ferrule, 0.4mm id, 15% graphite/85% Vespel, 0.1 to 0.25mm column, 10/pk	5181-3323
Ultimate Union kit	G3182-61580
Internal nut, CFT capillary fitting	G2855-20530
Self Tightening column nut, for Agilent mass spec interface transfer line	5190-5233

\* 맞춤형 컬럼 프로세스를 통해 추가 QuickProbe 컬럼 상을 주문할 수 있습니다.  
[www.agilent.com/chem/gccustomcolumns](http://www.agilent.com/chem/gccustomcolumns)



## 애질런트 소모품 - 귀하가 원하는 결과를 얻을 수 있도록 도와드립니다

보다 확실한 크로마토그래피 결과를 위해 고품질의 애질런트 컬럼과 소모품으로 귀하의 전체 시스템을 최적화할 수 있습니다. 당사의 컬럼, 소모품, 키트, 액세서리 등은 ISO 9001의 인증을 받은 품질 관리 시스템에서 애질런트의 엄격한 기준에 맞춰 설계, 생산, 테스트됩니다. 왜 분석 결과에 영향주는 위험을 감수하며 정품 애질런트 소모품보다 품질이 낮은 제품을 선택하십니까?

Agilent J&W GC 컬럼은 가장 낮은 블리딩 수준, 산/염기/혼합 기능성 화합물 분석 시 최고의 안정적인 비활성, 컬럼 간 가장 최고의 재현성을 자랑합니다.

애질런트 컬럼 및 소모품 전체 리스트는 다음을 참고하십시오.

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

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

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2019  
2019년 5월 10일, 한국에서 인쇄  
5994-0848KO

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

 **Agilent**  
Trusted Answers