

# GC/MS 혁신의 반세기

업계를 선도하는 애질런트 GC/MS 시스템: 올바른 선택으로 재현 가능한 결과 성취.


1976  
**5992A 벤치탑 GC/MS**  
그 당시까지 모든 GC/MS가 바닥 스탠드형 장치였습니다. 5992는 최초의 벤치탑 장비로의 전기를 마련했습니다.




1971  
**5930A Tabletop MS**  
오실로스코프와 스트립 차트를 제공한 HP 최초의 GC/MS.



1982  
**5970 MS**  
오래 전송되어 온 제품 라인에서 최초의 타이틀을 가진 만큼 애질런트의 획기적인 제품 중 하나로 남아 있습니다. 초기 바닥 스탠드형 모델과 거의 동일한 질량 범위를 가졌고 감도는 이전 벤치탑과 비슷합니다.



1988  
**Unix 및 DOS ChemStation**  
Unix ChemStation은 Pascal 워크스테이션의 후속 제품입니다. Agilent DOS ChemStation에는 저렴한 PC와 보다 정교한 운영체제가 포함되어 있어 보다 일반적인 컴퓨팅 플랫폼으로 이동할 수 있습니다.



1994  
**GCD**  
GC/MS 기술이 많은 인기를 누림에 따라 더 간편하게 사용할 수 있는 모델인 GCD를 도입했습니다.




1996  
**5973 GC/MSD**  
양이온 및 음이온 화학 이온화 기능을 탑재한 5973은 확대된 질량 범위와 감도를 보여줍니다. MSD ChemStation과 Local Control Panel을 통해 실험실의 다른 곳에 배치될 수 있는 한 대의 PC로 두 대의 GC/MSD를 제어할 수 있습니다.



2007  
**MassHunter 소프트웨어**  
기기 설정에서 데이터 분석 및 보고서 작성에 이르기까지 MassHunter 소프트웨어는 GC/MS의 일상적인 분석에 강력한 성능을 제공합니다.



2009  
**7000A QQQ GC/MS**  
애질런트에서 진정한 MS/MS 기능의 선택성과 관련 감도 향상을 결합한 최초의 GC/MS 시스템입니다.



2012  
**7200 GC/Q-TOF**  
복잡한 문제를 해결하기 위한 이상적인 도구인 7200 GC/Q-TOF는 애질런트의 GC/MS 포트폴리오에 고분해능의 accurate mass 분석을 도입했습니다.




2013  
**5977A GC/MSD**  
5977A는 향상된 감도와 열 프로파일 개선을 위해 Extractor E1 이온화원을 도입했습니다. 또한 7890B GC와 MSD 사이의 직접 통신도 가능했습니다.



2015  
**5977B GC/MSD 및 고효율 이온화원**  
극미량을 다루는 응용 분야를 위한 최고의 운영 효율성과 최고의 분석 감도를 제공합니다.



2016  
**7010B QQQ GC/MS**  
Agilent 7010B는 입증된 성능에서 더욱 발전시켜, 고효율 이온화원과 JetClean 이온화원의 호환성과 더불어 dMRM 수집을 도입했습니다.




2017  
**JetClean 자동 세척 이온화원**  
JetClean 자동 세척 이온화원은 이온화원의 세척 필요성을 크게 줄이거나 제거하여 SQ 및 QQQ GC/MS 시스템의 생산성을 향상시킵니다.



2019  
**QuickProbe GC/MS**  
Agilent QuickProbe GC/MS 시스템은 대량의 시료 세트와 증가하는 분석 작업에 직면한 법의학 실험실을 위해 고안되었습니다.



**7250 GC/Q-TOF**  
높은 분해능과 높은 동적 범위가 특징인 7250은 이전 모델인 7200 GC/Q-TOF와 고분해능 accurate mass 워크플로보다 향상되고 확장된 성능을 제공합니다.



가스 크로마토그래피 혁신



1995 6890 GC    2007 7890A    2016 Intuvo 9000    2019 8860, 8890



애질런트 GC/MS 혁신에 대해 자세히 알아보려면  
[www.agilent.com/chem/GCMS](http://www.agilent.com/chem/GCMS)를 방문하십시오