

아무도 묻지 않았다면 어떻게 되었을까요... ~라면 어떻게 되었을까요?

과거를 돌아보면서... 미래를 상상할 때 혁신이 일어납니다.
지난 수년 동안, 애질런트는 업계 교류, 커뮤니티 및 협업에 전념함으로써 분석
실험실, 산업... 그리고 세상을 변화시켰습니다.

이 포스터는 컬럼 케미스트리 및 기기 분야에 관한 애질런트의 몇 가지 중요한
혁신을 보여줍니다.

애질런트가 어떻게 50년 이상 지속적으로 혁신의 길을 이끌어 왔는지
알아보십시오.

www.agilent.com/chem/innovation

Agilent Technologies

1938

새로운 시작

Bill Hewlett와 Dave Packard는 차고에서
\$538를 가지고 사업을 시작했습니다.
그들의 첫 제품은 오디오 오실레이터
(audio oscillator)였습니다.

1987년에 이 차고는 캘리포니아
역사 랜드마크(California Historical
Landmark)로 등록되었습니다.

알고 계셨습니까...

1939년 월트 디즈니의 "판타지아"를
제작하는 동안 이 Hewlett-Packard 오디오
오실레이터(audio oscillator)로 장비
테스트를 수행했습니다.

1973

5830 GC

최초의 마이크로프로세서 제어 GC가
출시됩니다.

Robert Metcalfe가 컴퓨터를 하나로
연결하는 간단한 방법을 찾아냅니다.
그는 이를 "이더넷(Ethernet)"이라고
불렀습니다.

1973

HP 1010 HPLC

500킬로그램 이상의 중량을 가진 1010은
Hewlett Packard 상표가 붙어 있는 최초의
HPLC 기기입니다. 컬럼은 최첨단 57µm
미립자로 채워졌습니다.

1976

HP 5992A

최초의 벤치탑 GC/MS가 출시됩니다.

바이킹 1호가 화성에 성공적으로
착륙하고 6년 동안 지속적으로
운영됩니다.

1979

용융 실리카 캐필러리 컬럼

이 획기적인 기술은 GC 분석을 단순화시켜
더 많은 화합물을 분석할 수 있게 됩니다.

천연두 바이러스는 지구상에서
공식적으로 박멸된 최초의 질병이
됩니다.

1985

LC/MS 열 분무 인터페이스

HP에서 열 분무 인터페이스를 장착한
LC/MS를 5988A LC/MS로 발전시켜,
역상 용매에 사용할 수 있게 됩니다.

인터넷의 도메인 이름 시스템(DNS)이
고안됩니다.

1994

HP 4500 ICP/MS

세계 최초의 벤치탑 ICP-MS를 이용하여
일상적인 극미량 금속 분석이 가능하게
됩니다.

Andrew Wiles가 페르마의 최후의
정리인 "기네스의" 가장 어려운 수학
문제"를 증명합니다.

알고 계셨습니까...

애질런트가 1994년에 세계에서 가장 밝은
LED를 출시했습니다. 밝기, 신뢰성 및
저전력 소비가 결합되어 다양한 새로운
응용 분야에서 백열등을 대체했습니다.

1995

1100 시리즈 HPLC

사용이 쉬운 모듈식 설계로 세계에서 가장
인기 있는 HPLC가 됩니다.

광학 디스크 컴퓨터 저장 매체인
DVD가 출현합니다.

1995

6890 GC

Retention Time Locking 및 시료
매트릭스로 인한 GC 시스템의 오염을
방지하는 Backflush 기능이 포함된
최초의 GC입니다.

세계무역기구(WTO)가 설립됩니다.

1997

1100 시리즈 LC/MSD

애질런트가 최초의 벤치탑 LC/MSD를
설계합니다.

세계 최초의 복제 포유류인 양양
돌리가 태어납니다.

1997

Orthogonal ESI 소스

이 애질런트 LC/MS 소스는 정렬성과 간섭
제어를 위해 새로운 표준을 마련합니다.

최초의 양산 하이브리드 자동차인
도요다 프리우스가 일본에서
출시됩니다.

2001

Poroshell 300

이 시스템은 proteomics 연구를 위한 업계
최초로 상용화된 표면 다공성 컬럼에
획기적인 미립자 기술이 내장됩니다.

인간 게놈 프로젝트의 최초 초안이
공개됩니다.

2003

Agilent LC/MSD TOF

혁신적인 INVAR TOF 튜브(Time of Flight
Tube)를 장착하여 업계 최초의 Accurate
Mass LC/MS 기기 중 하나가 됩니다.

Apple이 iTunes 스토어를 출시합니다.

2003

ZORBAX RRHT

속도와 분해능을 겸비한 업계 최초의 2µm
미만 컬럼입니다.

최초의 냉음극 형광 램프(CCFs)가
출시됩니다.

알고 계셨습니까...

애질런트가 "인credible 허클
(The Incredible Hulk)," "트랜스포머
(Transformers)" 및 "스파이더맨
(Spiderman)" 같은 영화에서 카메오로
출연했습니다. "어벤저스(The Avengers)"
에서 토니 스타크의 작업대는 여러 가지
애질런트(현재는 키사이트) 전자 계측
장비를 사용했습니다.

2005

HPLC-Chip/MS

이 시스템은 proteomics 연구를 위한 업계
최초의 미세유체 HPLC-Chip/MS입니다.

HP가 컴퓨터 chip에 전통적인
트랜지스터를 대체할 수 있는
나노기술을 발표합니다.

2005

멀티모드 이온 소스

이 시간이 절약되는 소스는 애질런트
최초를 넘어 세계 최초이기도 합니다.

최초의 인간 얼굴 이식술이
프랑스에서 시술됩니다.

2008

Agilent J&W Ultra Inert

예전에는 일관된 컬럼 불활성과 극히
낮은 컬럼 블리딩을 제공하는 GC 컬럼이
없었습니다.

강입자충돌기(LHC)가
발표되었습니다.

2011

Inert OneNeb Nebulizer

ICP-OES 및 MP-AES를 이용한 용존
고형물 분석에 대해 더 높은 감도와 내성을
지원합니다.

간세포로 코팅된 인공 기관을
이용해 최초의 인공 장기 이식이
이루어졌습니다.

2011

4100 MP-AES

이 특수한 원소 분석 기기는 공기만을
이용하여 운영됩니다.

전 세계 인구가 60억에 도달한지 불과
12년 만에 70억명에 도달합니다.

알고 계셨습니까...

2011년에 Agilent J&W UltiMetal GC 컬럼이
생명체의 존재를 탐색하기 위해 NASA의
Curiosity Rover에 탑재되어 확실히
향했습니다.

2013

UltiMetal Plus Inert GC 페들

연구원들은 누수, 컬럼 파손 및 피팅
손상에 대해 예전처럼 신경 쓰지 않아도
됩니다.

Peter Higgs와 Francois Englert가
히iggs 입자("신의 입자")를 발견한
공로로 노벨상을 수상합니다.

2013

PLOT PT GC 컬럼

컬럼 손상을 주는 미립자가 컬럼 양단에서
걸러짐으로 걱정없는 실험분석이
가능합니다.

Elon Musk가 대형 공기업 튜브 운반
시스템 프로젝트인 "hyperloop"를
발표합니다.

2014

A-Line Quick Connect 피팅

이제 누구나 LC 연결을 쉽고 간단하게 할
수 있습니다.

1977년 발사된 NASA의 보이저 1호가
성간 공간(interstellar space)에
진입합니다.

2014

1290 Infinity II LC

더 빠른 시료 주입 주기를 위한 고유한
듀얼 니들 기술

향후 재생을 위해 사고와 기역을
기록할 수 있는 최초의 상용 뇌 스캔이
세상에 공개됩니다.

2014

4300 Handheld FTIR

가벼운 인체 공학적 설계로 어디에서나
비파괴 시료 검사가 가능합니다.

인도우주연구기구(Indian Space
Research Organization)의
우주탐사선인 Mangalyaan가 화성의
궤도에 진입합니다.

2014

Poroshell HPH

높은 pH를 위한 최초의 표면 다공성 3µm
미만 컬럼입니다.

하반신 불수인 Juliano Pinto씨가 로트
슈트를 입고 월드컵(World Cup)에서
생애 최초의 공을 찼습니다.

2015

EMR—Lipid dSPE

이 특수한 흡착제는 QuEChERS 방법론을
사용하여 식품 시료에서 지질을
선택적으로 제거합니다.

알버트 아인슈타인의
일반상대성이론의 탄생 100주년
기념입니다.

2015

자체 조임 컬럼 너트

더 이상 느슨한 GC 연결이 없습니다!
이 컬럼 너트는 그라파이트/폴리이미드
페들에 누출 없는 상태를 유지합니다.

화성에서 극미량의 액체가
발견되었습니다.

2016

AdvanceBio SEC 컬럼

새로 설계된 실리카 미립자가 mAb 특성
분석의 정밀도를 극대화합니다.

독일 과학자들은 운영 가능한
핵융합을 위한 중요한 단계인 수소
플라즈마를 최초로 지속시켰습니다.

이 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc., 2016
2016년 3월 8일 한국에서 발행
5991-5684KO

서울시 중랑구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우 104418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr