

如果沒有人曾經問過... 如果...

創新發生在您看到過去是甚麼... 並想像它可能變成甚麼。
多年來，安捷倫對連接、社區和承諾的承諾已經改變了我們的分析實驗室，
我們的行業... 和我們的世界。

這張海報展示安捷倫在層析管柱化學與儀器上的幾個重要創新。

了解安捷倫如何引領超過 50 年的持續創新

www.agilent.com/chem/innovation

Agilent Technologies

1938

一個新的開始

Bill Hewlett 與 Dave Packard 以 538 美金在一個只能停一輛車的車庫開始他們的業務，他們的第一個產品是：音頻振盪器。

在 1987 年，這個車庫被註記為加州的古蹟。

您是否知道...

這台惠普的音頻振盪器被迪士尼於 1939 年製作“幻想曲”時用來做為測試設備。

1973

5830 GC

第一台微處理器控制的 GC 首次亮相。

Robert Metcalfe 想出一個把電腦連結在一起的簡單方式。他把它命名為“Ethernet”。

1973

HP 1010 HPLC

1010 的重量超過半噸，是第一台掛著 Hewlett Packard 標誌的 HPLC 儀器。層析管柱充填著先進的 57 μm 的顆粒。

1976

HP 5992A

推出第一台桌上型 GC/MS。

海盜 1 號成功登陸火星並持續運作了六年。

1979

融溶矽膠毛細管式層析管柱

這個劃時代的技術簡化了 GC 分析並可分析更多成分。

天花病毒成為被滅絕的第一個人類疾病。

1985

LC/MS 熱噴灑介面

HP 為 5988A LC/MS 改進 LC/MS 的熱噴灑介面，使它可採用可逆的溶劑。

建立互聯網的域名系統 (DNS)。

1994

HP 4500 ICP/MS

世界第一台桌上型 ICP-MS 成就了常規的微量金屬分析。

Andrew Wiles 證明費馬大最後定理 - Guinness “最困難的數學問題。”

您是否知道...

安捷倫在 1994 年引介世界最亮的 LED，結合了強度、可靠度及低功耗，它在許多新的應用中取代了白熾燈泡。

1995

1100 系列 HPLC

易於使用、模組化設計使它成為全世界最受歡迎的 HPLC。

DVD，一種光學碟片電腦儲存媒介上市。

1995

6890 GC

第一台 GC 包含保留時間鎖定及逆沖洗以避免樣品基質污染 GC 系統。

世界貿易組織正式成立。

1997

1100 系列 LC/MSD

安捷倫設計它的第一台桌上型 LC/MSD。

多莉羊成為第一個成功克隆的哺乳類動物。

1997

垂直式 ESI 離子源

安捷倫 LC/MS 離子源設定了潔淨度與干擾控制的新標準。

在日本亮相的豐田 Prius 是第一輛全產線混合動力汽車。

2001

Poroshell 300

內建突破性顆粒技術於第一個商業化表面多孔層析管柱中。

人類基因組計劃的初稿發布。

2003

安捷倫 LC/MSD TOF

運用創新的不脹鋼飛行管，它是業界第一個精準質量 LC/MS 儀器。

蘋果公司推出 iTunes 線上購物商店。

2003

ZORBAX RRHT

業界第一個次-2 μm 結合速度與解析度的層析管柱。

第一個冷陰極螢光燈 (CCFL) 亮相。

您是否知道...

安捷倫在“無敵浩客”、“變形金剛”和“蜘蛛人”等電影中友情客串。在“復仇者”中，Tony Stark 的工作桌上有好幾個安捷倫的（現在是 Keysight）電子量測儀器。

2005

HPLC-Chip/MS

這個系統是業界第一個針對蛋白質組學的微流體 HPLC-Chip/MS 介面。

HP 推出奈米科技，可取代電腦晶片上傳統的晶體管。

2005

多重模式離子源

這個省時的離子源不只是安捷倫的第一，也是全世界第一。

人類第一次臉部移植手術在法國進行。

2008

安捷倫 J&W 超惰性

以前從沒有 GC 層析管柱提供一致性的層析管柱惰性及超乎預期的低層析管柱流失。

大型強子對撞機 (LHC) 落成。

2011

惰性 OneNeb 霧化器

ICP-OES 及 MP-AES 現在可更靈敏且耐受溶解固體。

使用塗有幹細胞的人工氣管首次移植人造器官。

2011

4100 MP-AES

任何現在都可以簡單的做到完美的 LC 運作。

全世界人口達到 70 億 - 達到 60 億後只花了 12 年。

您是否知道...

在 2011 年，安捷倫 J&W UltiMetal GC 層析管柱搭載在 NASA 的好奇號上前往火星探測生命跡象。

2013

UltiMetal Plus 惰性 GC 密封墊圈

分析學家可以對洩漏、層析管柱斷裂及接頭損壞減輕憂慮。

Peter Higgs 及 Francois Englert 以探究希格斯玻色子 (“上帝粒子”) 榮獲諾貝爾獎。

2013

PLOT PT GC 層析管柱

損毀的粒子被捕集在層析管柱兩端達成無憂分析。

Elon Musk 發表“超迴路列車” - 一個巨大的、氣動管道運輸系統計劃。

2014

A-Line 快速連結接頭

任何人現在都可以簡單的做到完美的 LC 連結。

NASA 的旅行者 1 號於 1977 年發射進入星際空間。

2014

1290 Infinity II LC

獨特的雙針技術達成更快速的樣品進樣週期。

第一個商業化腦部掃描、記錄思想和記憶以供將來回放，首次亮相。

2014

4300 手持式 FTIR

輕量、人體工學的儀器，允許任何地方非破壞性的樣品檢測。

印度太空研究組織的太空探測器 - Mangalyaan 進入火星軌道。

2014

Poroshell HPH

第一個表面孔隙，針對高 pH 的次-3 μm 層析管柱。

Juliano Pinto，一個下身癱瘓者，在世界杯使用機器人套裝的第一次射門。

2015

EMR-Lipid dSPE

採用 QuEChERS 方法，這種新型吸附劑選擇性地從食物樣品中除去脂質。

愛因斯坦廣義相對論 100 週年。

2015

自動鎖緊層析管柱螺帽

GC 連結不再脫落！這個層析管柱螺帽以石墨/聚酰亞胺 (Polyimide) 密封墊圈維持無洩漏的密封。

在火星上發現微量液態水。

2016

AdvanceBio SEC 層析管柱

全新設計的二氧化矽顆粒消除單株抗體定性的障礙。

德國科學家第一次維持氫電漿 - 一個通往核融合的關鍵步驟。

本資料中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 臺灣安捷倫科技股份有限公司，2016
2016 年 3 月 8 日，臺灣印刷
5991-6684CHTW