

アジレント ULTIVO トリプル四重極 LC/MS

コンパクトなサイズで大型装置のパフォーマンス

ラボスペースの有効活用

Ultivo LC/TO は革新的な技術によって 70 % もの小型化を実現しました。
ルーチン分析で使用されている大型 LC/TO と同等のパフォーマンスにより、同じ設置スペースで 3 倍の分析能力をラボにもたします。

設置面積の削減

70%

AGILENT JET STREAM イオン源

イオン化効率を増加させて、MS 感度向上

LC のカラム流量に関わらず、最適なイオン化効率を実現します。

VACSHIELD

装置の稼働時間を大幅に向上

真空を落とさずにメンテナンスが可能で、ダウンタイムを削減できます。

インテリジェントな診断機能

問題を即座に特定して機器のダウンタイムを削減

Ultivo のインテリジェントな診断機能が問題をすばやく検出し、装置の稼働時間を最大限にします。

サイクロンイオンガイド

省スペースで高い性能を実現

独自の技術によって導入されたイオンを高い効率で収束してマスフィルターに移送します。

双曲面四重極アセンブリ

分解能と透過率の向上

質量透過率と分析結果の向上を実現する真の双曲面電極。

VORTEX コリジョンセル

サンプルスループットの向上と MS/MS 性能の強化

クロストークを排除し、イオンビームを効率的に収束することで、高速な MS/MS が可能になりました。

バーチャルプレ / ポストフィルター

四重極のマスフィルター出入口におけるイオン透過率を最大化

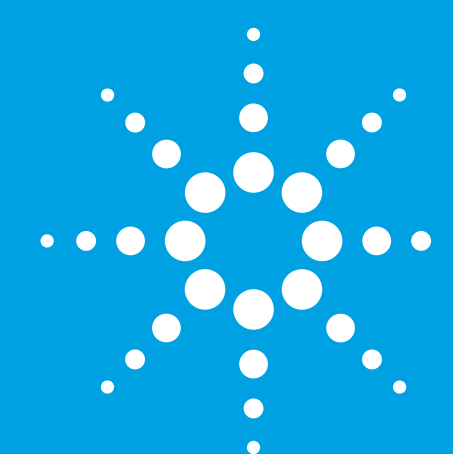
端電場の影響を低減し、極性切り替えを高速化して、さらに多くの MRM トランジションを設定できます。

さらなる生産性向上へ

最高のパフォーマンスを発揮するアジレント InfinityLab LC シリーズシステムは、Ultivo 上に直接スタック可能で、高スループットの Ultivo に最適なフロント LC です。

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2017
Printed in the USA October 30, 2017
5991-8613JAJP



Agilent Technologies

