

ガスクロマトグラフィー注入口

	注入口	カラム	モード	サンプル温度	サンプルから カラムへ	GC 互換性	備考
 S/SL	スプリット/ スプリットレス	キャピラリー	スプリット パルススプリット スプリットレス パルススプリットレス	高 高 低 低	ごくわずか ごくわずか すべて すべて	Intuvo 9000 8890 8860	- 最も一般的に使用される注入口 - 柔軟性が非常に高い
 MMI	マルチモード	キャピラリー	スプリット パルススプリット スプリットレス パルススプリットレス 溶媒バント ダイレクト	高 高 低 低 低	ごくわずか ごくわずか すべて すべて 大部分 すべて	Intuvo 9000 8890	- S/SL および PTV 注入口の柔軟性 - 大容量注入 - コールド S/SL 注入 - 注入速度制御、分析成分の濃縮、溶媒バント
 COC	クールオンカラム	キャピラリー	—	低または不安定	すべて	8890 8860	最小限の分解とディスクリミネーション
 PP	パージドバックド	バックド メガボアキャピラリー	—	任意の量	すべて	8890 8860	バックドカラムの使用時
 PTV	プログラマブル 温度気化	キャピラリー	スプリット パルススプリット スプリットレス パルススプリットレス 溶媒バント	高 高 低 低 低	ごくわずか ごくわずか すべて すべて 大部分	8890	注入速度制御、分析成分の濃縮、溶媒バント
 VI	ボラタイル インタフェース	キャピラリー	ダイレクト スプリット スプリットレス	低 高 低	すべて ごくわずか すべて	8890	- デッドボリューム最小 - 最大流量 100 mL/min - マニュアル注入不可 - ヘッドスペース、パージ アンド トラップ (P & T)、熱脱着との組み合わせで使用

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111
email_japan@agilent.com

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。

DE31066975

アジレント・テクノロジー株式会社
 © Agilent Technologies, Inc. 2022
 Printed in Japan, June 8, 2022
 5994-4918JAJP