

ASC-10 自動サンプルコンソール

FT-IR Sampling Made Easy

Thermo Scientific™ ASC-10™自動サンプルリングコンソールは、サンプル、ゼロガス、校正用ガスの流れを自動化し、加熱機能をもつガスサンプリングシステムです。

ASC-10システムは、サンプリングポンプと微粒子フィルターを使用して窒素と校正ストリームに接続しながら、高温で湿ったサンプルのサンプリングに利用できます。このシステムは、Thermo Scientific™ MAX-iR™ガスアナライザーとの統合に最適です。

ASC-10システムは、最大10 L/分の加熱サンプルフローが可能で、3つのサンプルモード間の自動切り替えのために3つの加熱バルブがあります。マニホールドオープン、サンプルポンプ、加熱トランスファーラインの3つの独立した加熱ゾーンがあり、サンプルコンソールは、フィルター交換が容易な業界標準のTハンドル微粒子フィルターを使用しています。

ASC-10 の特長

- ガスフローを手動またはソフトウェアで制御
- パネルボタンでサンプルの流れとポンプを設定
- ガス漏れを防ぐ溶接ガスマニホールド
- 自動分析物スパイクとシステムチェック
- 米国EPAメソッド320準拠
- 高温圧力作動バルブ
- 10 L/分の加熱ダイヤフラムポンプ (オイルフリー)
- 加熱オープン、ポンプ、移送ライン
- Tハンドル微粒子フィルター
- 19½インチラックマウント設計
- O₂アナライザー用アナログ入力

自動化機能

- イーサネットまたはシリアルプログラマブルロジックコントローラー (PLC)
- 自動制御ソフトウェア



ASC-10 を備えた MAX-iRガスアナライザー

アプリケーション

- 発生ガス源ソーステスト
- 連続排出ガス試験
- エンジン排ガス試験
- プロセス分析試験
- 周囲空気試験
- 気化式密閉試験 (SHED)

装置構成

- Watlow™ ヒーターコントローラー
- サンプルコンソールオープン
- 加熱微粒子フィルター
- 加熱サンプルバルブ
- ラジエントヒーター
- ダイアフラムサンプリングポンプ
- 1/4インチSwagelok™配管接続
- PCへのイーサネット通信

システムソフトウェア

Thermo Scientific™ MAX-Acquisition™ ソフトウェアを使用すると、ボタンをクリックするだけで、サンプル、ゼロ、直接検量線チェック、システムチェック、分析物スパイクをすばやく切り替えられます。また、自動ワークフローを設定して、無人運転の制御、加熱ゾーンの温度の監視、マスフローコントローラー (MFC) の流量の設定を行えます。

設置要領

- ゼロガスおよびMAX-iRアナライザーパージ用超高純度 (UHP) 窒素、20 psig
- バルブ作動用清浄乾燥空気 (CDA) または窒素、80 psig
- 電源: 120 VAC、50/60 Hz、5.4 A

サイズ

- 19 1/2インチ (W) × 15 3/4インチ (H) × 23 1/4インチ (D)
[49.5 cm × 40 cm × 59 cm]
- 95 lbs (43 kg)



ASC-10モジュール (前面)



ASC-10モジュール (背面)

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/max-ir

研究用にも使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Watlow is a trademark of Watlow Electric Manufacturing Company.

Swagelok is a trademark of Swagelok Company, Solon, OH. ASC-10, MAX-iR and MAX-Acquisition are trademarks of MAX Analytical Technologies, East Windsor, CT USA.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **FTIR214-A23120B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL: 0120-753-670 FAX: 0120-753-671

Analyze.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com