

AGILENT INTUVO 9000 GC アナライザ 血中アルコール濃度測定用

革新技術: Agilent Intuvo 9000 GC アナライザ



はじめに

血中アルコール濃度 (BAC) の測定には厳格な管理が必要になります。ヘッドスペースサンプリングと水素炎イオン化検出器 (FID) を搭載したガスクロマトグラフィーシステムでは、非常に効率的な分析が可能です。ただし、このシンプルな構成では、分析対象物を必ずしも正確に同定できているとは限らないため、分析対象物の同定を確認するために、保持特性の異なる GC カラムを搭載した別のシステムが使用されます。

Agilent Intuvo 9000 GC と Agilent 7697A ヘッドスペースサンプリングを用いることで、単一のシステムで BAC の測定と確認が可能になります。

血中アルコール成分測定用の Agilent Intuvo 9000 GC アナライザは、アジレントの実績ある開発メソッドと工場での試験結果によってアプリケーション開発プロセスが改善されており、Intuvo の使いやすい革新技術が加わり、さらに使いやすいシステムになっています。

技術概要

- Intuvo 9000 GC、7697A ヘッドスペースサンプリング、Agilent ウルトライナートカラムを用いたアプリケーションに特化したソリューション
- アナライザは製造時に設定済みで、完全な流路、メソッドファイル、出荷時試験結果により試験済み
- 設置後、すぐに分析が可能
- Agilent Intuvo 9000 GC は、注入口スプリッタを構成することによりデュアルカラム/デュアル検出分析が可能。Agilent DB-BAC ウルトライナートカラムを用いることで、リテンションタイムをもとに分析対象物を正確に定量、同定できます。

詳細については、以下をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp



Agilent Technologies

装置構成

- Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラ
- 注入口スプリッタとデュアル FID を搭載した Agilent Intuvo 9000 GC
- Intuvo 用 Agilent ウルトラライナートキャピラリカラム: DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT) および DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT)
- 出荷時にアジレントで試験済みで、設置後に Agilent 血中アルコールチェックアウト混合物 (5190-9765) により試験を実施

結果

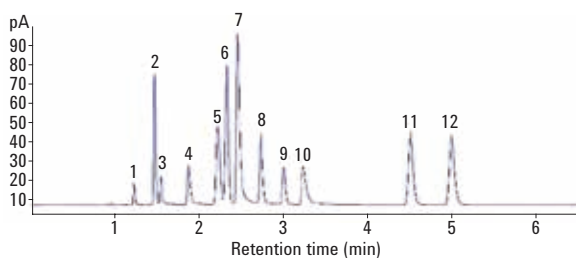


図 1. Agilent DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT)

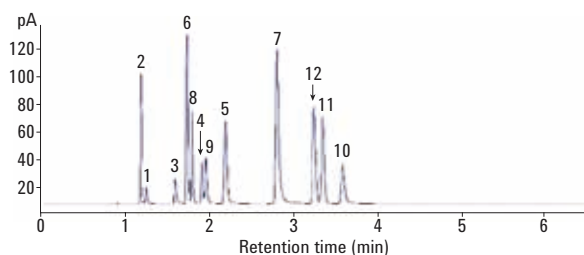


図 2. Agilent DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT)

Agilent Intuvo 9000 GC アナライザを用いた Agilent ウルトラライナートキャピラリカラムでの Agilent 血中アルコールチェックアウト混合物 (5190-9765) の測定例。

1. メタノール
2. アセトアルデヒド
3. エタノール
4. イソプロパノール
5. *t*-ブタノール
6. プロパノール
7. *n*-プロパノール
8. アセトン
9. アセトニトリル
10. 2-ブタノール
11. 酢酸エチル
12. 2-ブタノン

結論

- Agilent 7697A ヘッドスペースサンプラと Agilent ウルトラライナート BAC カラムを搭載した Agilent Intuvo 9000 GC 血中アルコールアナライザでは、容易な操作と省スペース化が両立されています。
- 実績あるハードウェアおよびアプリケーションソリューションにより、メソッド開発時間が短縮され、信頼性の高い結果が短時間で得られます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

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。

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2017

Printed in Japan, September 11, 2017

5991-8461JAJP



Agilent Technologies