

AGILENT INTUVO 9000 GC-SYSTEM FÜR DIE BLUTALKOHOLKONZENTRATION



Vorteil durch Technologie: Agilent Intuvo 9000 GC-Systeme



Einführung

Die Ermittlung der Blutalkoholkonzentration (BAK) muss streng kontrolliert werden. Die Analyse erfolgt am einfachsten mit einem Gaschromatographie-System mit Headspace-Probengeber und Flammenionisationsdetektor. Mit dem FID können die Analyte jedoch nicht identifiziert werden. Aus diesem Grund wird oft ein zweites System mit einer Säule mit unterschiedlichen Retentionseigenschaften eingesetzt, um die Identität der Analyte zu bestätigen.

Mit einem Agilent Intuvo 9000 GC-System und einem Agilent Headspace-Probengeber 7697A können BAK mit dem gleichen System bestimmt und bestätigt werden.

Das Agilent Intuvo 9000 GC-System für Blutalkoholgehalt führt weitere Innovationen ein: Die Bedienerfreundlichkeit, für die Intuvo bekannt ist, wird durch ein optimiertes Verfahren zur Entwicklung von Applikationen weiter verbessert. Dazu dienen bewährte, von Agilent entwickelte Methoden, die zusammen mit Werksergebnissen bereitgestellt werden.

Technische Übersicht

- Applikationsspezifische Werkslösungen für den Einsatz des Intuvo 9000 GC-Systems, des Headspace-Probengebers 7697A und der Agilent Ultra Inert-Säulen
- Die Analyser werden werksseitig vorkonfiguriert und der gesamte Ablauf einschließlich Flussweg und Methodendateien geprüft. Die Ergebnisse dieser Werksprüfung werden bereitgestellt.
- Bei der Installation werden diese werksseitigen Prüfergebnisse von Agilent dupliziert.
- Das Agilent Intuvo 9000 GC-System kann mit einem Einlass-Splitter ausgestattet werden, um eine Analyse mit dualen Säulen und Detektoren zu ermöglichen. Dank der Agilent DB-BAC Ultra Inert-Säulen können die Analyte quantifiziert und auf Grundlage der Retentionszeiten genau identifiziert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.agilent.com



Agilent Technologies

Geräte

- Agilent Headspace-Probengeber 7697A
- Agilent Intuvo 9000 GC-System mit Einlass-Splitter und dualen Flammenionisationsdetektoren
- Agilent Ultra Inert-Kapillarsäulen für Intuvo: DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT) und DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT)
- Im Werk von Agilent und nach der Installation mit der Agilent Blutalkohol-Checkout-Mischung (5190-9765) geprüft

Ergebnisse

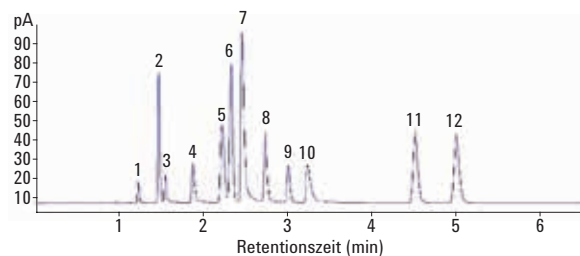


Abbildung 1. Agilent DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT).

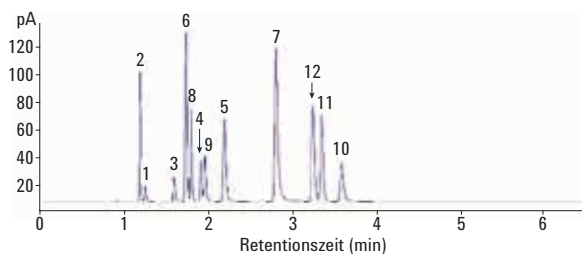


Abbildung 2. Agilent DB-BAC2 UI (123-9434UI-INT).

Chromatogramme von einem Agilent Intuvo 9000 GC-System mit Agilent Blutalkohol-Checkout-Mischung (5190-9765) auf Agilent Ultra Inert-Kapillarsäulen.

1. Methanol
2. Acetaldehyd
3. Ethanol
4. Isopropanol
5. *t*-Butanol
6. Propanal
7. *n*-Propanol
8. Aceton
9. Acetonitril
10. 2-Butanol
11. Ethylacetat
12. 2-Butanon

Schlussfolgerungen

- Der Agilent Intuvo 9000 GC Blutalkohol-Analyzer mit Agilent Headspace-Probengeber 7697A und Agilent Ultra Inert BAK-Säulen besticht durch Bedienerfreundlichkeit in Kombination mit einer kompakten Stellfläche.
- Die bewährten Hardware- und Applikationslösungen sorgen für einen geringeren Zeitaufwand bei der Methodenentwicklung und daher schnellere, zuverlässigere Ergebnisse.

www.agilent.com
Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2017
Gedruckt in den USA, 11. September 2017
5991-8461DEE



Agilent Technologies