

AGILENT INTUVO 9000 GC 분석기 혈중 알코올 농도 분석에 적합

기술적 우위: Agilent Intuvo 9000 GC 분석기



개요

혈중 알코올 농도(BAC)를 분석하려면 엄격한 통제 조치가 필요합니다. Headspace sampler와 불꽃 이온화 검출기로 구성된 가스 크로마토그래피 시스템이 가장 간단한 분석법을 제공하는 반면, FID는 분석성분의 식별 정보를 제공하지는 않습니다. 그렇기 때문에, 상이한 머무름 특성을 가진 크로마토그래피 컬럼을 장착한 두 번째 시스템이 분석성분의 식별 확인을 위해 종종 사용됩니다.

BAC의 분석 및 확인은 Agilent Intuvo 9000 GC와 Agilent 7697A Headspace Sampler를 통합한 단일 시스템에서 한번에 실행할 수 있습니다.

혈중 알코올 농도 분석용 Agilent Intuvo 9000 GC 분석기는 공장 실험에서 증명된 애질런트 개발 분석법이 포함되어 분석법 개발 절차를 향상시킴으로써 사용 편리성 혁신을 더하였습니다.

기술적 개요

- Intuvo 9000 GC, 7697A Headspace Sampler, 애질런트 Ultra Inert 컬럼을 사용한 특정 응용 공장 솔루션
- 분석기는 공장에서 설정 과정을 거친 후 전체 흐름 경로, 분석법 파일, 공장 테스트 결과 등에 대한 검사를 거쳤습니다
- 애질런트 공장 검사 결과는 설치 시에도 재현 가능합니다
- Inlet splitter가 장착된 Agilent Intuvo 9000 GC는 이중 컬럼/이중 검출 분석을 지원합니다. 애질런트 DB-BAC Ultra Inert 컬럼을 사용하여 머무름 시간을 통해 분석성분을 정확하게 식별하고 정량할 수 있습니다

추가 정보는 다음 사이트에서 확인하십시오.

www.agilent.com



Agilent Technologies

분석 기기

- Agilent 7697A Headspace Sampler
- Agilent Intuvo 9000 GC, inlet splitter 및 이중 FID 장착됨
- Intuvo 제품용 애질런트 Ultra Inert 캐필러리 컬럼: DB-BAC1 UI (123-9334UI-INT) 및 DB-BAC2 UI(123-9434UI-INT)
- 애질런트 공장 및 설치 후 애질런트 혈중 알코올 확인용 혼합물 (5190-9765)로 검사

결과

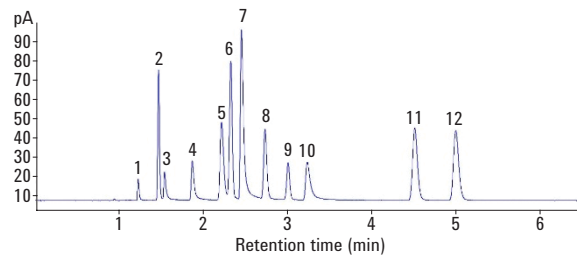


그림 1. 애질런트 DB-BAC1 UI(123-9334UI-INT) 컬럼

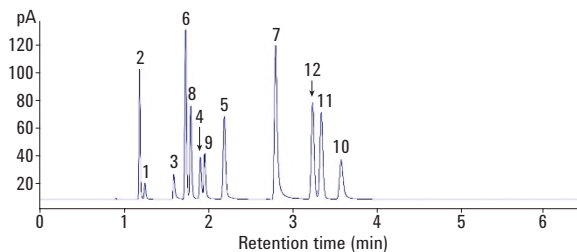


그림 2. 애질런트 DB-BAC2 UI(123-9434UI-INT) 컬럼

애질런트 Ultra Inert 캐필러리 컬럼이 장착된 Agilent Intuvo 9000 GC 분석기에서 얻은 애질런트 혈중 알코올 확인용 혼합물(5190-9765) 성분들의 크로마토그램.

1. Methanol
2. Acetaldehyde
3. Ethanol
4. Isopropanol
5. *t*-Butanol
6. Propanal
7. *n*-Propanol
8. Acetone
9. Acetonitrile
10. 2-Butanol
11. Ethyl Acetate
12. 2-Butanone

결론

- Agilent 7697A Headspace Sampler 및 애질런트 Ultra Inert BAC 컬럼이 장착된 Agilent Intuvo 9000 GC 혈중 알코올 분석기는 사용자 친화적인 운용법과 작은 부피를 자랑합니다
- 성능이 증명된 하드웨어 및 응용 솔루션으로 분석법 개발 시간을 절약해 더 빠르게 신뢰할 수 있는 결과를 약속드립니다

www.agilent.com
이 발간물의 정보, 설명,
사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2017
2017년 9월 11일, 한국에서 발행
5991-8461KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr



Agilent Technologies