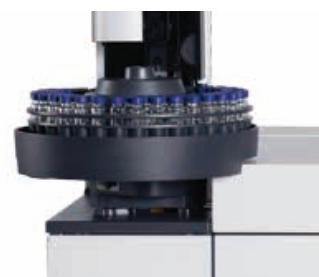


アプリケーション 159-00 Agilent 改質燃料アナライザ

ASTM D3606 に準拠したガソリン中のベンゼンおよびトルエンの分析

技術概要



注目機能

- ASTM D3606 仕様に準拠した熱伝導度検出器 (TCD) の性能
- 分析時間: 約 15 分
- D3606 用カラムセットおよび下記のオプション構成用カラムセットに対応

オプション構成

ASTM D3606/ASTM D4815

ASTM D3606/ASTM D5580

ASTM D3606/ASTM D4815/ASTM D5580

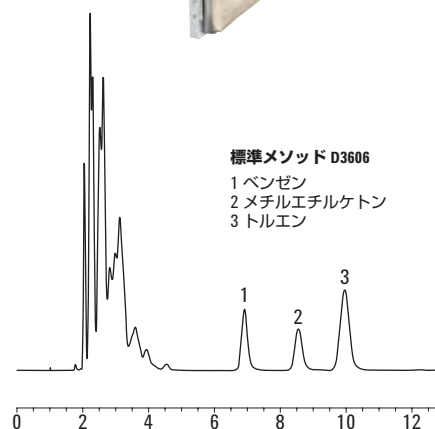
ASTM D3606/ASTM D5599

ASTM D4815/ASTM D5580

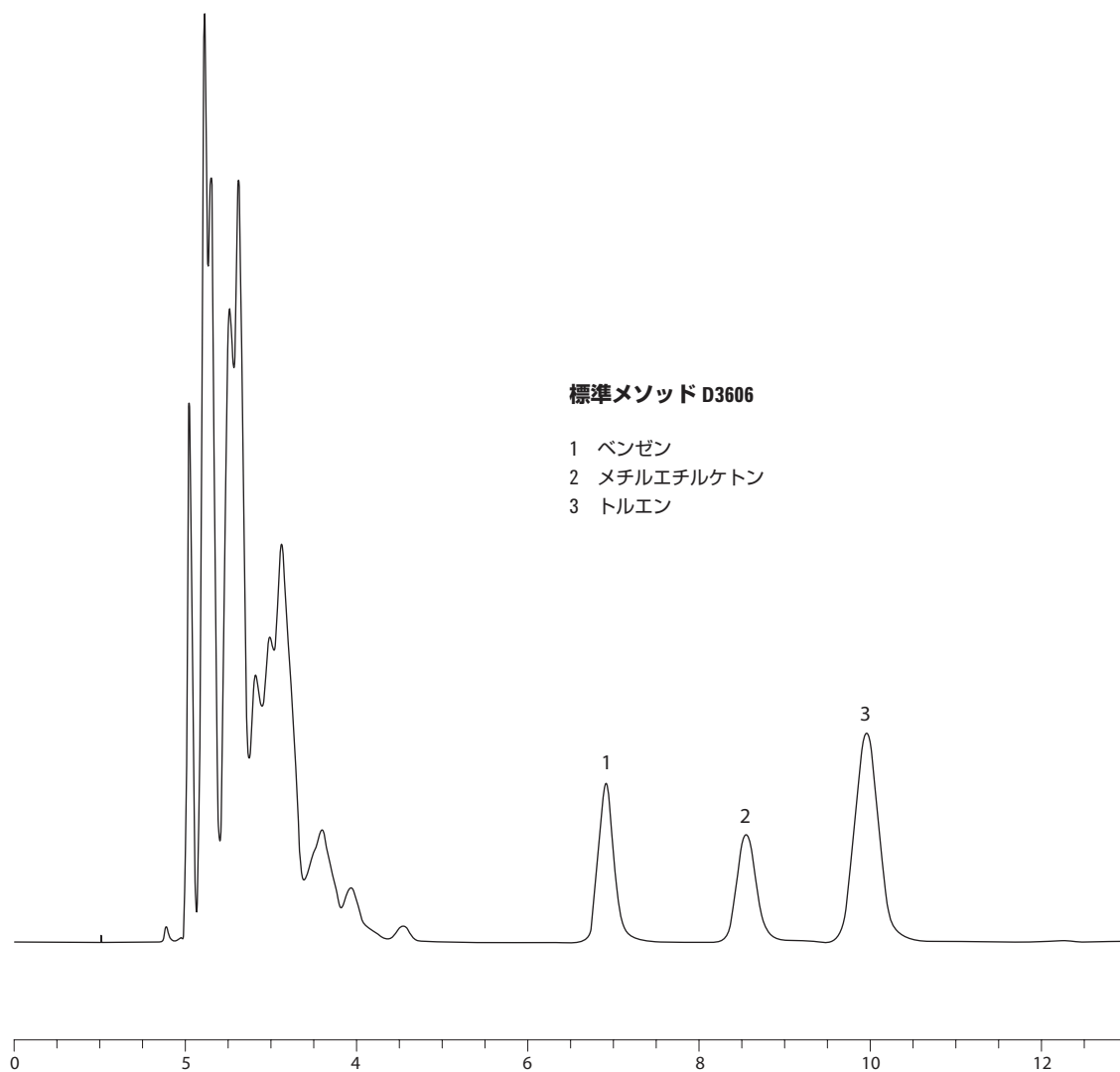
ASTM D4815/ASTM D5580

詳細情報

アジレント製品とサービスの詳細については、アジレントのウェブサイト (www.agilent.com/chem/jp) をご覧ください。



Agilent Technologies



標準メソッド D3606

- 1 ベンゼン
- 2 メチルエチルケトン
- 3 トルエン

Agilent 改質燃料アナライザによる測定例 (TCD 検出器)

