

Thermo Scientific HAAKE Viscotester 3 ハンドヘルド粘度計

さらに容易な粘度測定を

Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 ハンドヘルド粘度計は信頼性の高い粘度測定を実現します。洗練されたデザインを纏い、個々のユーザー設定、ユーザーガイダンス付きのグラフ表示など、あらゆる点がいやすく設計されています。測定に必要なすべてのアイテムが携帯性と利便性を兼ね備えた専用ケースに収納されており、速やかに目的の測定が実行可能。優れたユーザビリティを提供します。

使い勝手の良さは、さまざまな形でHAAKE Viscotester 3 に組み込まれています。独自の設計により、ハンドヘルドでもラボスタンドを使っても、装置は自動的に正しい位置に配置されます。ローターは、クイックカップリングによってスムーズに交換できます。また、色分けされたジオメトリと測定範囲インジケータによる、ユニークなユーザーガイダンスを備えており、常に確実な測定を約束します。さらに、「メモリアシスト」機能を使えば、オペレーターは測定した粘度を基準値とすばやく簡単に比較することができます。



「セレクトアシスト」機能で色分けされたローター

その他機能

- 設計と電子水準器による正しい配置
- 明るさを調節できる2.4 インチカラー表示
- 選択可能な粘度単位 (mPa sまたはdPa s)
- 充電式電池と外部電源に対応
- 以前のHAAKE Viscotesterモデル1 plusと2 plus、01および02との測定互換性

測定原理

一定速度で回転するローターを試験対象の液体に浸します。回転に対する液体の抵抗を測定し、粘度測定値に変換します。



ラボスタンドに装着された
HAAKE Viscotester 3

HAAKE Viscotester 3
ハンドヘルド粘度計

測定データと、基準値との比較

テクニカルデータ

粘度範囲*	
Lバージョン(低粘度サンプル用)	1.5 mPa s ~ 1,300 mPa s
Rバージョン(高粘度サンプル用)	30 mPa s ~ 400,000 mPa s
回転速度	62.5 rpm
温度	最高150℃
測定精度	
ローター R1、R2、R3	+/- 5% FSD
ローター R5	+/- 7.5% FSD
ローター R4	+/- 10% FSD

*粘度単位は選択可能 (dPa sまたはmPa s)、1 dPa s=100 mPa s、1 mPa s=1 cP

注文番号	内容
399-0111	HAAKE Viscotester 3 L 粘度計 粘度計本体(携帯用ケース入り)ラボスタンド用器具ホルダー付き、測定用カップ2個(AおよびB)、ローター3個(No. 3、4、5)、充電式電池4個、電源アダプター1個
399-0112	HAAKE Viscotester 3 R 粘度計 粘度計本体(携帯用ケース入り)ラボスタンド用器具ホルダー付き、測定用カップ1個(No. 3)、ローター3個(No. 1、2、3)、充電式電池4個、電源アダプター1個
222-2358	ローター 1 粘度範囲: 300 mPa s ~ 15,000 mPa s
222-2359	ローター 2 粘度範囲: 10,000 mPa s ~ 400,000 mPa s
222-2360	ローター 3 粘度範囲: 30 mPa s ~ 1,300 mPa s
222-2361	ローター 4 粘度範囲: 1.5 mPa s ~ 33 mPa s
222-2362	ローター 5 粘度範囲: 15 mPa s ~ 150 mPa s
222-1685	カップ A
222-1684	カップ B
222-1686	カップ 3
222-1678	サポートスタンド

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 MC041_A19080B
ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記載の価格は2019年5月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
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。
実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

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



アプリケーション

- プロセスの最適化や製造機械の調整などのための迅速な粘度試験
- 生産時のバッチ制御
- 入荷検査

典型的なサンプル

- ペンキ、インク、塗料
- シャンプー、化粧用クリーム、ローション
- ソース、増粘剤
- 潤滑油、オイル、グリース