

FT-IR Spectroscopy

主要特色

- 可用于系统性能验证
- 专门为润滑油红外光谱分析而配制
- 提供经过认证的性质数值



OilExpress™ 4 DUO XL

在用润滑油红外光谱 对照品

红外光谱已经成为越来越重要的在用润滑油分析工具，现在广泛应用于各种场所——从使用OilExpress自动进样系统的大样品量实验室，到使用以革新性的Spectrum Two 仪器为基础的“Spectrum Two在用润滑油傅里叶变换红外光谱分析系统”的小型实验室和现场分析。

保证分析结果的可靠性，要求验证测试方法被正确实施，且仪器设备以规定参数运行。分析已知性质参数的样品是验证过程的一个重要部分。然而，在用润滑油是非常复杂的样品，包含各种溶解和悬浮的添加剂以及污染物。因此，一直未有实际可用且准确表征的润滑油对照品。

确保润滑油分析的可靠性

来自PerkinElmer的在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品专门配制来模拟在用柴油发动机油的光谱特征，并且包含已知含量的水、烟灰、氧化物（羰基化合物）和乙二醇（如图1所示）。

每一瓶对照润滑油都配有说明了几项润滑油状态参数名义值和不确定度的分析证书，测试方法遵循ASTM®标准。因此，验证系统性能时无需进行耗时的循环研究。



图1分析证书



图2.在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品

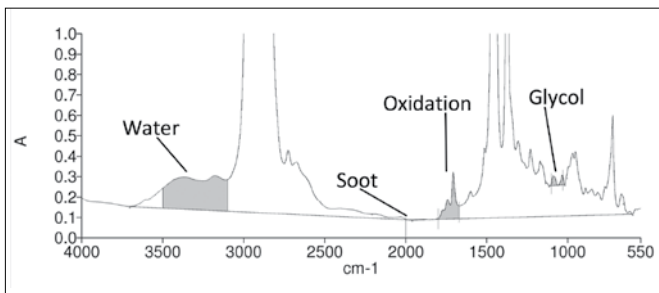


图3. 对照润滑油的傅里叶变换红外光谱



图4. Spectrum Touch在用润滑油分析系统以及Spectrum Touch软件

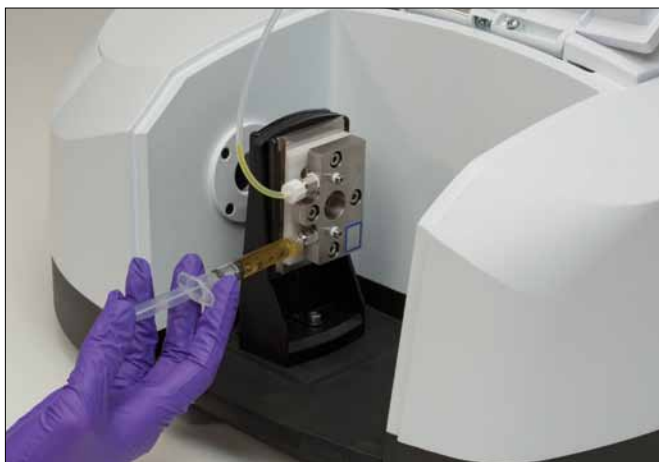


图5. Spectrum Two

PerkinElmer, Inc.

珀金埃尔默仪器（上海）有限公司
 地址：上海张江高科园区李冰路67弄4号
 邮编：201203
 电话：800 820 5046 或 021-38769510
 传真：021-50791316
www.perkinelmer.com.cn



在测试方法的层次上进行验证时，对照润滑油应该同其它任意样品一样通过“在用润滑油分析系统（In-Service Lubricants Analysis System）”或OilExpress系统按照ASTM®E2412直接趋势规程进行分析。将分析结果和分析证书进行比较。如果所有数值都在规定的不确定度范围内，说明系统运行正确。如果分析结果超出规定范围，说明样品池需要清洗、采样SOP没有被遵守或者仪器配置需要更正。

订购信息

对照润滑油可以用于OilExpress 4、OilExpress (v4.0或更高版本软件) 以及Spectrum Touch在用润滑油分析系统 (v1.1或更高版本)。

对照润滑油包装于100mL的瓶子，足够使用OilExpress 4进行50次分析。

货号	型号
N9308350	在用润滑油傅里叶变换红外光谱对照品 (In-Service Lubricants FT-IR Control Standard)

要获取全球办事处的完整列表，请访问[http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs](http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs)

版权所有 ©2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。