



摆脱束缚
超越自我



来自美国珀金埃尔默公司的最新业界标准
LAMBDA 1050+紫外-可见-近红外分光光度计


PerkinElmer[®]
For the Better



前所未见
优异结果

LAMBDA系列分光光度计



梦想无止境 能力不受限

50多年以来,珀金埃尔默一直引领着分光光度计的技术标准。数据完整性、采样灵活性、操作简便性让我们的仪器享誉全球。插入式模块、创新性附件、直观的软件,种种引领潮流的设计都是为了让您的分析过程更加方便、灵活、高效。

我们非常清楚地知道,对于各行业应用领域,获得可靠的数据是极其重要的。因此,我们所设计的每一台仪器都致力于提高您的测试能力。LAMBDA 1050+延续了LAMBDA家族平台经典设计,提供更快的扫描速度、更高的分辨率和灵敏度、更好的光度计精度和稳定性,在整个光谱范围内获得优异的测试性能。为达到最高程度的自动化,将一些基本的检测附件,如样品光束衰减器、起偏器和消偏器、光束遮挡器,均可在测试分析方法中直接选择,全部软件控制。

完整的表征您的产品光学性能,珀金埃尔默公司给您提供全面的光学应用与测试解决方案。



LAMBDA 1050+

超越以往的 紫外可见近红外 优异性能

作为长期以来分光光度计的行业标准，LAMBDA 1050+使用无格栅PMT检测器和Peltier冷却PbS检测器，在整个光谱范围内获得优异的测试性能，最大波长可达3300 nm。紫外-可见区域的波长精度可以达到0.025 nm，近红外区域的波长精度可以达到0.02 nm。此外，该仪器还可以配备一系列行业领先的、可控而且灵活的采样附件，包括：

- 大体积双样品舱
- 通用反射附件
- 插入式积分球
- 万能光学平台

典型应用领域

建筑和特殊用途玻璃

节约能源的重要性越来越显著。镀膜玻璃的光谱分析可以为热效率和其他关键设计参数提供重要的信息。

平板显示器

在多个方面的显示性能提升需求是持续存在的。颜色、亮度、视角以及能耗都是非常重要的。光谱测试对于显示器整体性能提升是必需的。

光学性能测试

繁忙的光学实验室必须能够用各种测试技术处理各种类型的样品。LAMBDA系列分光光度计的采样灵活性可以帮助您面对千变万化的测试需求。

太阳能研究

作为可再生能源的一种来源，以硅材料为基础的太阳能电池越来越重要。但是，过高的成本使其以前只能用于空间科学和军事领域。降低太阳能电池成本、提高其性能的研究是始终不断的。LAMBDA 1050+的近红外波段测试能力使其可以对太阳能电池进行全面表征，不仅是电池活性材料，还有压花玻璃和底面反射层材料等的测试。



要求最高的测试应用



高吸收率玻璃

从飞机和汽车挡风玻璃、激光器保护窗片、安全眼镜到头盔, LAMBDA 1050+都能以更高的分辨率和更好的信噪比获得更深入的测试结果。这个世界也因此而更加安全。



光学涂层

以前, 光学仪器公司想要在近红外波段测量涂层以提高产品质量是一件非常困难的事情。LAMBDA 1050+解决了这一难题, 光学仪器公司终于可以获得他们所需要的竞争优势。



光纤滤光片

对于DWDM滤光片等窄带光学滤光片来说, LAMBDA 1050+可以提供必需的波长分辨能力, 确保产品质量, 寻找可以改进的区域。再一次说明, LAMBDA 1050+可以满足优化测试方法的需求。

纳米材料

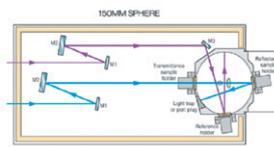
纳米材料在光学、非光学、可再生能源、高级聚合物材料等领域的应用日益增长。LAMBDA 1050+的多种测量附件和开放式架构使其成为纳米材料研究和产品检测的理想选择。



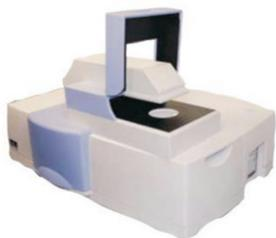
LAMBDA独特附件设计

150mm 积分球

光学聚四氟乙烯涂层，涂层在可见区的反射率优于99%，长期使用不发黄变性，光学性能稳定；内径150mm.包含光阱，可直接测量漫反射和剩余反射；150mm积分球为ASTM和国际CIE推荐色度测量时采用附件；



150mm积分球200-2500 nm (Spectralon®)



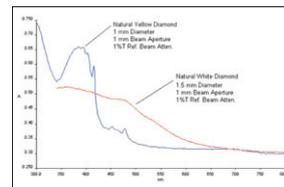
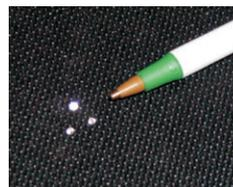
270mm积分球

专为高散射样品测试开发的大尺寸积分球，可以确保经高散射样品的透过光进入积分球，获得准确的透过率数据。通过软件设置分别测试透过率和反射率。



与150mm积分球配套的聚焦附件

小样品聚焦附件可以把光束聚焦到1mm左右，大大提高小样品的透过、反射和吸收的测试准确度。



直径1.5~2mm的小样品测试 (如宝石)

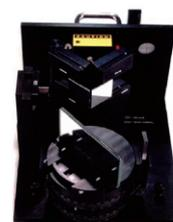


6° 度角镜面反射附件

6度角镜面反射附件俗称“剩余反射附件”，是防反膜测试的利器。

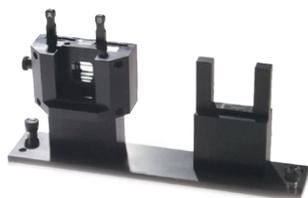
双向的IV或VW型镜绝对反射附件

可在8~80度的正负角度对镜材料进行透射或反射模式的高精度测量,包括激光准直及起偏器及两个反射标准镜



双光栏附件

可校正检测器的非线性误差,从而提高仪器的线性范围及光度计精度



LAMBDA独特附件设计



通用反射附件

作为绝对反射率高灵敏度测试的一个突破,通过自动改变样品角度,我们独特的专利设计的通用反射附件(URA)极大地改善了传统的测试方法。以前,多角度测试需要使用多个附件和很多手动调整。现在,鼠标单击即可预先设置测试角度,通用反射附件可以自动完成所有调整。此外,样品放置在水平采样板上,避免了垂直夹放可能造成的破坏。



两个大体积样品舱

加倍灵活,加倍简便。所有LAMBDA系列仪器都可以配置两个样品舱,而且是业内体积最大的样品舱。基础样品舱用于一系列标准反射与透射附件和偏振测试,而第二个样品舱可以配置用于各种智能采样附件或模块,包括积分球、通用反射附件或者透射光学组件。

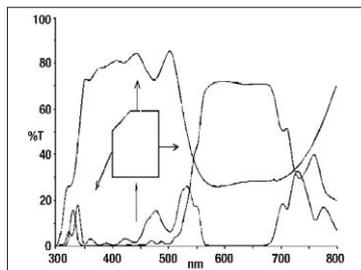
仅仅需要几秒钟的时间, LAMBDA 1050+就可以从标准大体积样品舱模式切换到积分球、通用反射附件或者万能光学平台。

万能光学平台

万能光学平台(GPOB)设计用于测试体积较大或者形状不规则的样品,为您提供几分钟内配置测试方法的灵活性。



Q-COM概念(快速光学台模式变换)

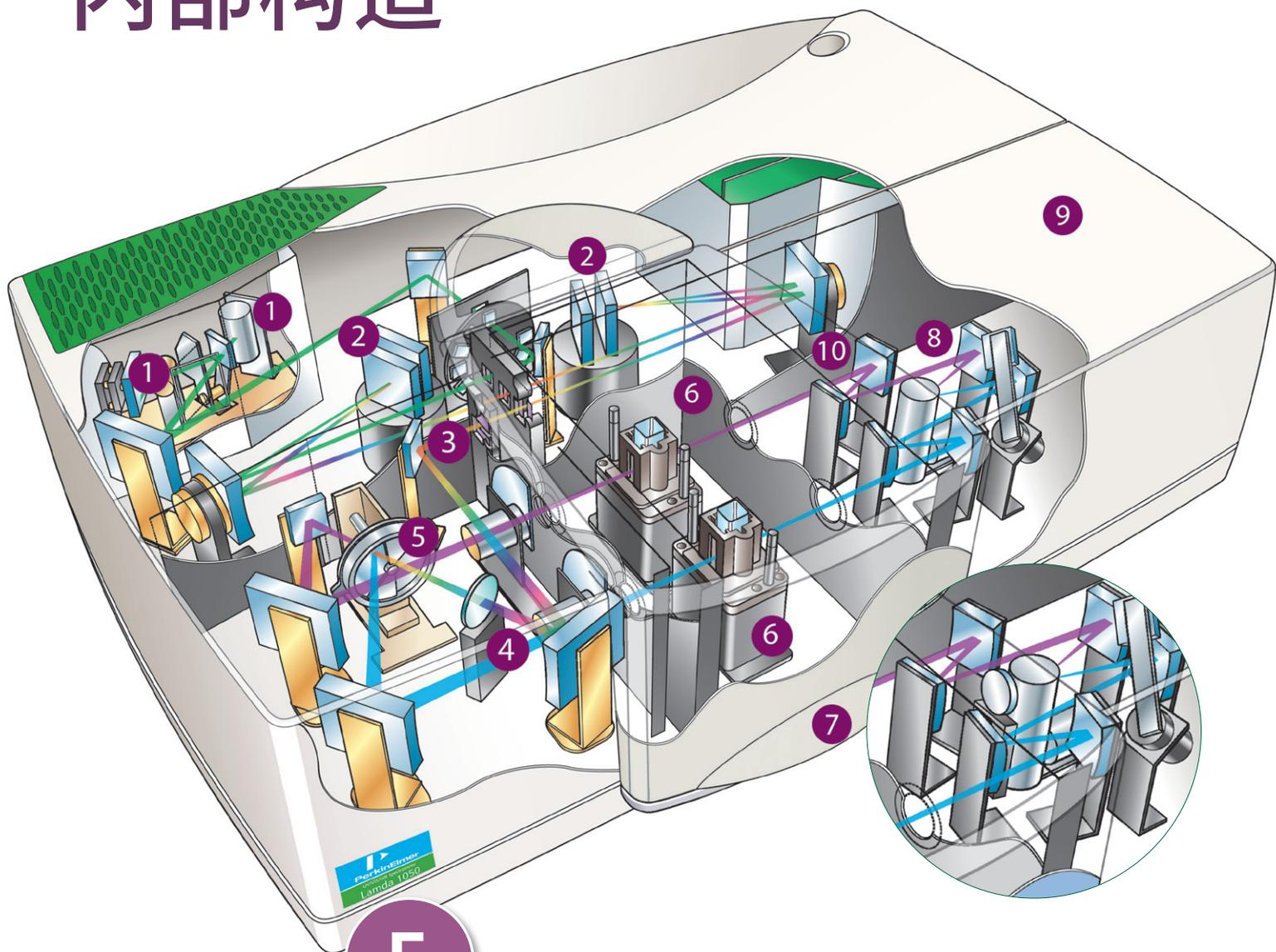


样品(棱镜)的测试数据

大玻璃附件

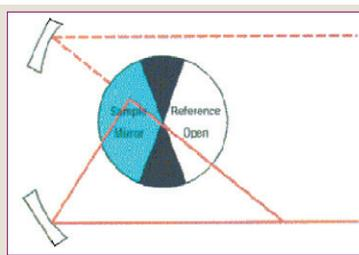
独有的成品大玻璃附件:可检测大到2~3米的钢化、平板等大尺寸玻璃样品

LAMBDA 内部构造



5

最先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器:即扇形信号校正技术(CSSC)
数据采集顺序为:样品/黑区/参比/黑区



整个光学系统全部采用涂有 SiO_2 保护层的反射光学元件,使用高质量的母刻全息光栅,紫外/可见光栅刻线密度为1440条/mm,近红外光栅刻线密度为360条/mm;采用最先进的四区分段扇形信号收集斩波器,斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所分隔并校正,确保了每次得到最准确的样品和参比的信号,紫外/可见区波长精度达到 0.025nm。

珀金埃尔默其他独特设计

LAMBDA 1050+都可以配备独特的偏振测试能力，可以满足您的分析需求。

1 氙灯和卤钨灯光源

预先准直和预先聚焦的光源可以快速更换，最大限度保证正常工作时间。

2 两级母刻全息光栅单色器

可以极大降低散射光水平。

3 公共光束挡板

可以精密调整光束高度，匹配不同尺寸的样品。

4 公共光束消偏器(选配)

消除仪器内在偏振效应，可以准确测试双折射样品(选配)。

5 四分区斩波器

在样品光束和参比光束之间进行切换。四分区设计可以分别提供样品光束和参比光束的空白读数，提高测试准确度。

6 自动样品光束和参比光束衰减器

对高吸收率(低反射率)样品进行非常灵敏和准确的测试。

7 业内最大的样品舱

易于使用各种类型的采样附件，方便测量各种类型的样品。

8 高灵敏度6872光电倍增管和Peltier冷却PbS检测器

无格栅设计检测器，可以覆盖从175 nm到3300 nm的整个紫外-可见-近红外波段。

9 第二采样区域

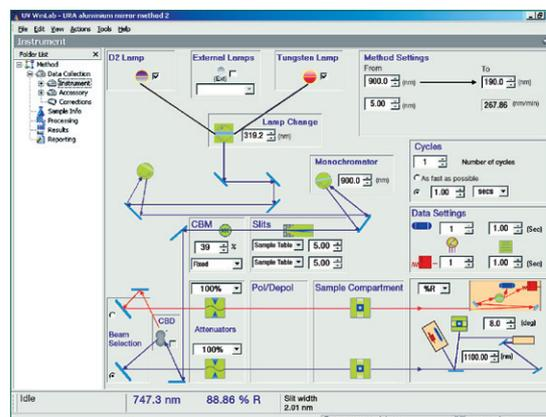
可以容纳各种插入式采样模块，包括透射样品架(如图所示)、60 mm、150 mm积分球、用于高精密度绝对反射率测试的通用反射附件等。

UV WINLAB 软件

提供从设置到结果的向导

珀金埃尔默提供的功能强大的UV WinLab 软件可以引导您通过简单步骤进行方法开发、报告和结果分析。新的UV WinLab 软件进行了界面优化,更加便于查看已经保存的数据,而且增加了新的数据处理模块。

安全加强版(ES)的UV WinLab软件集成了FDA 技术规范21章第11款(21 CFR Part 11),满足相关受管制行业的需求。



服务与 支持

确保现在和将来的顶尖性能

在我们的经认证的 安装维修工程师和服务技术应用工程师的全球网络支持下,随时可以为您的实验室仪器提供维护和服务。我们的全球服务内容包括:

- 预防性维护
- 现场维修
- 软件和硬件升级
- 验证服务
- 培训和咨询
- 免费的技术和应用电话支持



想要了解珀金埃尔默 OneSource®服务与支持的全部业务范围, 敬请访问 www.perkinelmer.com/service.



珀金埃尔默 LAMBDA的优势

业内领先的性能 – 毫无限制!

最短的采样附件设置时间

加强的灵活性和方便性

直观的UV WinLab软件

全面的全球服务和支持



欲了解更多信息，
请扫描二维码关注我们
的微信公众账号

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司

中国技术中心

上海总公司

地址：上海张江高科技园区
张衡路1670号
电话：021-60645888
传真：021-60645999 邮编：201203

北京分公司

地址：北京朝阳区酒仙桥路14号
兆维工业园甲2号楼1楼东
电话：010-84348999
传真：010-84348988 邮编：100015

成都分公司

地址：成都市高新西区西芯大道5号
汇都总部园6栋3楼
电话：028-87857220
传真：028-87857221 邮编：611730

中文网址：www.perkinelmer.com.cn

武汉分公司

地址：武汉武昌临江大道96号
武汉万达中心1808室
电话：027-88913055
传真：027-88913380 邮编：430062

广州分公司

地址：广州市荔湾区芳村大道白鹅潭
下市直街1号信义会馆12号
电话：020-37891888
传真：020-37891899 邮编：510370

新疆分公司

地址：乌鲁木齐市经济开发区玄武湖路
555号万达中心1808室
电话：0991-372 8650
传真：0991-372 8650 邮编：830000

客户服务电话：800 820 5046 400 820 5046

沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心 2803 - 2805室
电话：024-22566158
传真：024-22566153 邮编：110014

南京分公司

地址：南京市鼓楼区中山北路2号
紫峰大厦17楼1701室
电话：025-51875680
传真：025-51875689 邮编：210008

昆明分公司

地址：云南省昆明市五华区三市街
柏联广场6号写字楼12层1203室
电话：0871-65878921
传真：0871-65878579 邮编：650021

西安分公司

地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段
64号西安凯德广场11层1101-10室
电话：029-81292671 87204855
传真：029-81292126 邮编：710065

济南分公司

地址：山东省济南市历下区冻源大街102号
祥恒广场701室
电话：0531-86936692
传真：0531-86936682 邮编：250014



要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表，请访问 <http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/>

版权所有 ©2013, 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所有者或所有者的财产。

本资料中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。