

Atomic Absorption

主要特性:

- 精简的工作流程
- 优化的用户界面
- 简单的报告过程
- “At Your Service” 功能，
高效排除故障

适用于 PinAAcle 900H 原子吸收光谱仪的 Syngistix for AA Express 软件—仅需三个步骤即可获取可靠结果

Syngistix™ for AA Express 软件是珀金埃尔默 Syngistix 原子光谱软件平台的最新一员，也是 PinAAcle™ 900H 火焰 / 石墨炉原子吸收光谱仪的一款最新仪器控制软件选项。

利用 Syngistix 平台的标志性设计，Syngistix for AA Express 软件可提供更加精简的工作流程，只需三个步骤即可获得结果，使新手也可以像经验丰富的用户一样，真正享受快捷方便的无缝操作。Syngistix for AA Express 软件降低了操作复杂度、加快了分析速度、提供无与伦比的用户体验。

Syngistix for AA Express 软件支持珀金埃尔默的高性能 PinAAcle 900H 原子吸收光谱仪，这是一款经验证的带连续光源背景校正的火焰 / 石墨炉系统。通过 PinAAcle 900H 的火焰 / 石墨炉组合，您将发现一款直观、高效的系统，实现对从样品到结果的全过程简化。无论简单还是复杂基体，这款系统都能完美驾驭。它采用了最先进的光纤来获得更优异的检测限值，可轻松在火焰和石墨炉技术之间转换。作为同时需要火焰和石墨炉原子吸收的实验室例行应用的理想选择，PinAAcle 900H 光谱仪和 Syngistix for AA Express 软件协同提供一种超级容易操作且经实践证明的高效火焰 / 石墨炉原子吸收系统。

界面优化，结果更快

无论您是一名有经验的用户还是新用户，Syngistix for AA Express 软件都能让您无缝融入从系统设置到分析的整个过程，一切只需三个步骤：

1. 选择元素
2. 设置灯
3. 分析样品

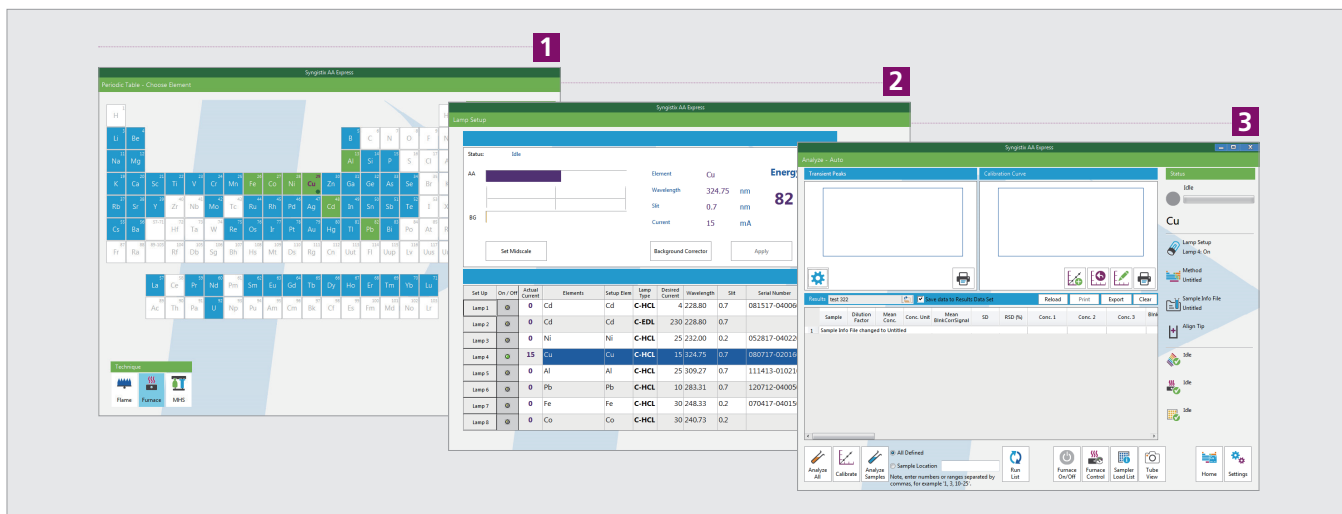


图 1. Syngistix for AA Express 软件的三个步骤示例。

此外，优化后的用户界面，可实现无缝操作，并进一步精简整个过程：

- 侧面的工具栏 (A) 提供了不同分析步骤的快捷方式。
- 仪器状态栏 (B) 提供了分析过程中仪器的实时信息。
- 底部的图标栏 (C) 显示了大多数功能，避免在不同界面之间来回切换。

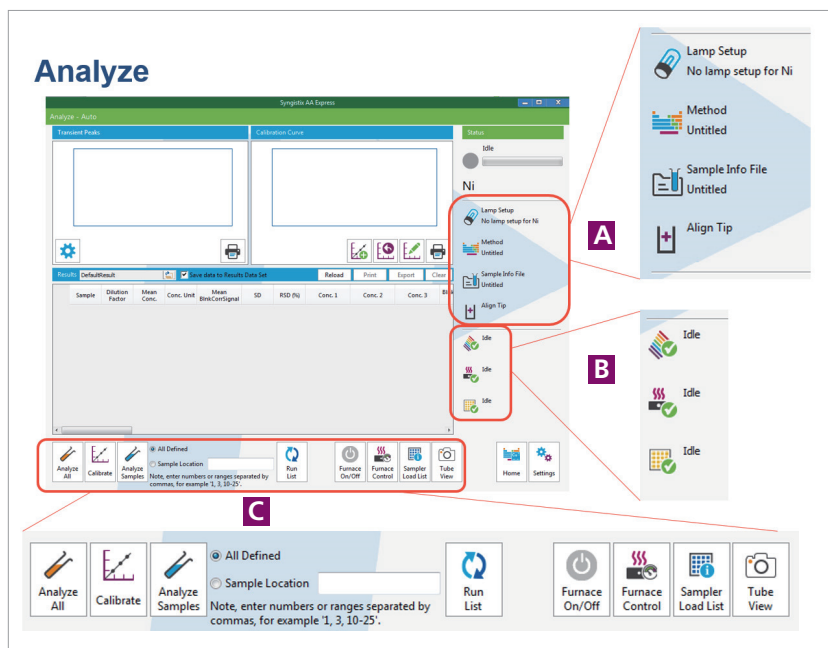


图 2. Syngistix for AA Express 软件的分析界面，显示简单的导航信息。

简化的报告

每次运行结束时，打印一份涵盖不同窗口信息的综合报告非常耗时，甚至有些低效。Syngistix for AA Express 软件可极大精简报告过程：运行结束时，可通过软件生成一份同一页面显示的简化报告。

“At Your Service” 功能，可轻松高效地排除故障

当您需协助来解决技术问题时，Syngistix for AA Express 软件能够提供独一无二的“**At Your Service**”功能：用户只需单击操作就能收集到系统诊断和维护所需的全部信息。

- 基础模块的日志信息
- 结果日志
- 光源信息，包括波长、电流和使用小时数等
- 当前使用的方法和样品信息
- 仪器信息和日志
- 错误日志
- 在使用石墨炉技术时，如进样针位于石墨管内，可提供石墨炉摄像头的最新截图

软件自动打包所有必需文档。这时，您可以选择如何处理这些文档包—您可能想要将其转发给本地服务支持工程师，让您的问题得到高效解决，这样您就能更快地返回测试工作。

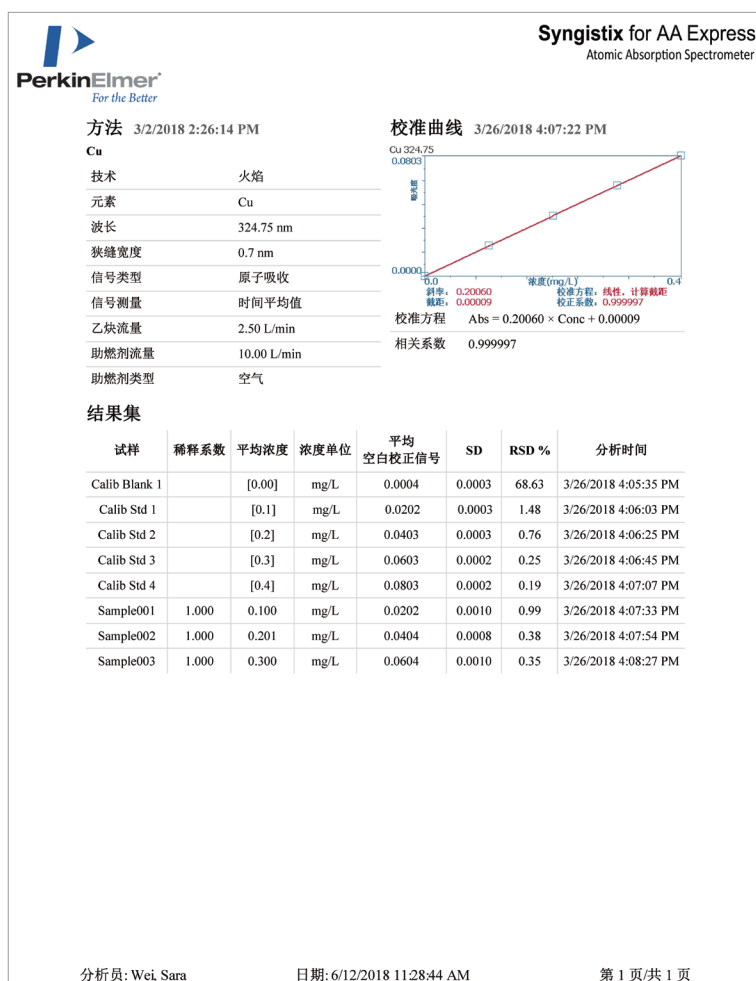


图 3. Syngistix for AA Express 软件生成的单页报告示例

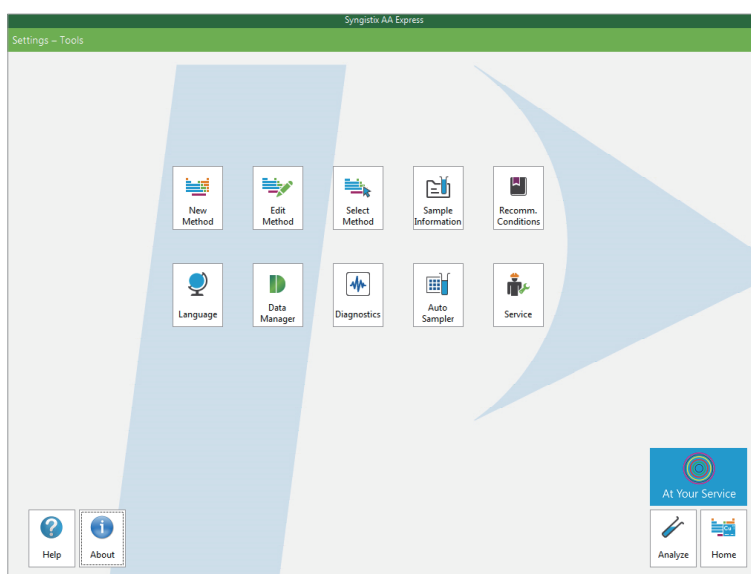


图 4. Syngistix for AA Express 软件“**At Your Service**”按钮

强大的软件选项，可满足多样化需求

我们知道不同实验室的要求各不相同。对于 PinAAcle 900H 原子吸收光谱仪，您可以选择一整套强大的软件工具，包括创新和易于使用的 Syngistix for AA Express 软件，更具综合性的 Syngistix 原子吸收软件标准版，或者您还可以添加特殊的 Syngistix Enhanced Security™ 选项（必须与 Syngistix 原子吸收软件标准版组合）来满足高度规范实验室的特殊需求，比如根据《美国联邦规范》第 21 篇第 11 部分规则运行的实验室。

特征	Syngistix for AA 软件标准版	Syngistix for AA Express 软件
火焰和 HGA 控制能力	支持	支持
TubeView 石墨炉摄像头	支持	支持
数据管理器	支持	支持
方法编辑器	支持	简化的
支持 FIMS/FIAS/FAST 火焰	支持	
数据再处理	支持	
自动质量控制	支持	
多元素方法和分析	支持	
针对初次用户的精简用户界面工作流程		支持
简化的报告格式		支持
支持 Syngistix Enhanced Security 插件	支持	

订购信息

型号	部件号
PinAAcle 900H 火焰 / 石墨炉组合原子吸收光谱仪	N3200073 (带 TubeView™ 石墨炉摄像头) N3200075 (无 TubeView™ 石墨炉摄像头)
Syngistix for AA Express 软件	N1010308
Syngistix for AA 软件标准版	N1010302
Syngistix for AA Enhanced Security 软件插件	N1010304

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
地址：上海 张江高科技园区 张衡路 1670 号
邮编：201203
电话：021-60645888
传真：021-60645999
www.perkinelmer.com.cn



要获取我们全球办公室的完整列表，请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs

©2018, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。PerkinElmer® 是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归 PerkinElmer。