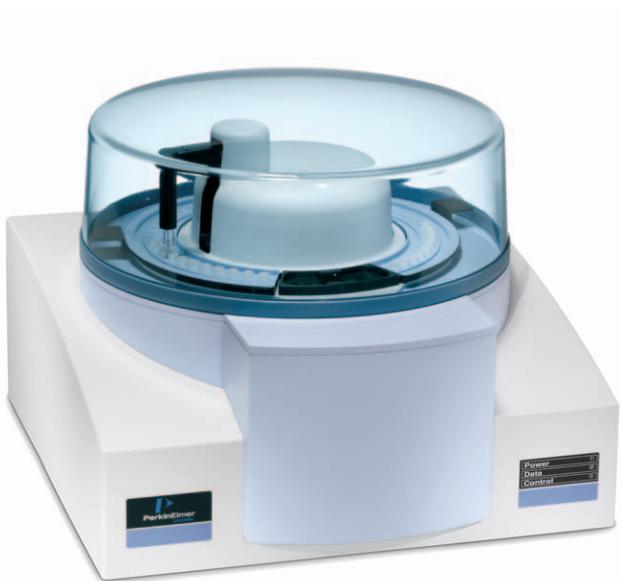


敏锐的... ...洞察力

STA6000 同步热分析仪



*STA 6000*同步热分析仪 —性能与效率的完美结合

STA 6000 同步热分析仪为您提供优异的性能、稳定的可靠性和杰出的效率。

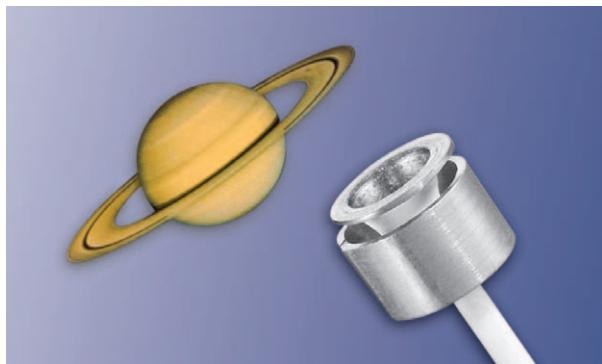
STA6000同步热分析仪以常规测试和高级研发为设计宗旨，采用独创的传感器技术来达到更佳的准确性和高质量测试结果。STA6000 的专利技术 SaTurnA™ 传感器和集约的炉体设计使该仪器具有更佳的温度控制、更好的测试一致性、最快的升降温速度。



如果您认为测试效率是非常关键的，STA6000 的立式设计装换样品非常方便，另外，可选配45位的自动进样器进行自动测试。

- 可同步测得 TG、DTA 模式 (ΔT) 和 DSC 模式 (mW) 数据结果。
- 采用专利的 SaTurnA™ 传感器，可同步精确的测试样品温度和参比温度。
- 集约式炉体设计获得更佳的控温能力，从而得到更准确的测试结果。
- 起始测试温度为 15°C，能很好的控制样品中水分和溶剂的挥发。
- 内置式自动气体质量控制切换装置，可以更好的控制测试气氛。
- 最快的冷却速率，大大提高仪器的使用效率。
- 可选配 45 位自动进样器，进行无人看管的测试操作。
- 仪器功能强大、体积灵巧，便于实验室安置。
- 采用功能强大的 Pyris™ 操作软件。

SaTurnA 传感器



STA6000 采用自主专利技术的 SaTurnA™ 传感器进行高质量的 TG 和 DTA/DSC 同步测试。SaTurnA™ 传感器将样品盘支架和铂金材料的参比环组合在一起，这样可以将样品盘的热性能和参比热电偶巧妙的配合起来，从而可得到最佳的 DTA 基线平直特性和优异的灵敏度。样品温度和参比温度都是直接测得，具有很多的解析特性。样品盘支架和参比环都采用纯铂金材质，耐腐蚀性佳，测试范围广。

性能指标

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 炉体设计 | 顶部进样 | 装换样品方便，可进行人工或者自动进样；体积灵巧，便于实验室安置。 |
| 温度范围 | 15°C~1000 °C | 试验起始温度低于室温，可控制样品中水分和溶剂的挥发。 |
| 温度校正 | 金属标样 | |
| 常温到 1000 °C 升温速度 | 0.1~100 °C/min | |
| 热电偶 | 铂 - 铂 / 铑 13% (R型) | |
| 炉体冷却 | 强制风冷和冷却器 | 最快的冷却速度可提高测试效率 |
| 样品容量 | 1500mg | |
| 天平设计 | 单梁垂直式设计，可更换 SaTurnA™ 传感器 | 最佳的性能、可靠性和效率 |
| 天平灵敏度 | 0.1ug | |
| 量热准确度 / 精度 | +/- 2% (金属标样) | |
| 气体质量控制和切换 | 内置式 | 可用于测试气氛的准确控制和精确分析 |
| 样品盘 | 氧化铝 180ul | |
| 温度精度 | < +/- 0.5% | |
| 温度重现性 | < +/- 0.5% | |
| 冷却速率 | | |
| 1000°C~100 °C | 少于 12min | 最快的冷却速率，提高测试效率 |
| 1000°C~30 °C | 少于 20min | |
| 自动进样器 | 45 位，备选 | |

以上指标仅供参考，具体数据根据试验室条件和测试方法而定。

珀金埃尔默仪器(上海)有限公司



中国技术中心

上海办事处

地址：上海张江高科技园区李冰路 67 弄 4 号楼
电话：021-38769510
传真：021-50791316 邮编：201203

北京办事处

地址：北京市朝阳区建国路 93 号
万达广场西区 8 号楼 6 层 608 室
电话：010-5820 8166
传真：010-5820 8155 邮编：100022

成都办事处

地址：成都市新华大道文武路 42 号
新时代广场 19 楼 H 座
电话：028-86782887 86782662 86783530
传真：028-86782522 邮编：610017

武汉办事处

地址：武汉文昌中南路 7 号中商广场 B 座 2511 室
电话：027-87322732 87128756 87322826
传真：027-87322685 邮编：430071

沈阳办事处

地址：沈阳市沈河区北站路 51 号
新港澳国际大厦 13 层 G 座
电话：024-22566158
传真：024-22566153 邮编：110013

广州办事处

地址：广州市建设六马路 33 号宜安广场 2612 室
销售部 电话：020-8363 3179 传真：020-8363 3579
维修部 电话：020-8363 3176 传真：020-8363 3196
邮编：510060