

StepOne™ 系统安装

快速参考卡

本文档提供在并置布局中安装 StepOne™ 系统的简明指导。有关完整步骤或独立安装步骤，请参阅《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 安装、联网和维护指南》。

目录

1. 安装准备	1
2. 拆开 StepOne™ 系统包装	1
3. 安装 StepOne™ 扩增仪	2
4. 安装计算机	3
5. 准备 RNase P 反应板	3
6. 执行 RNase P 实验	4
7. 分析 RNase P 实验	5
系统规格	6

获取详情

有关本卡所列相应步骤的详情：

- 请参阅《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 安装、联网和维护指南》。
- 触摸 StepOne™ 扩增仪触摸屏上的  以打开 StepOne™ Instrument Help System (StepOne 扩增仪帮助系统)。
- 单击 Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 软件中的  以打开 StepOne™ Software Help System (StepOne 扩增仪帮助系统)。

获取支持

有关产品服务和最新技术支持的信息，请登录网站 www.appliedbiosystems.com，然后单击 **Support (支持)** 链接查阅。Support (支持) 网页上提供全球各地 Applied Biosystems 技术支持和销售机构的电话和传真号码。

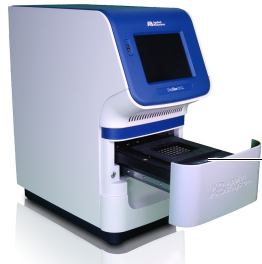
安全性



注意 有关安全性的重要信息，请参阅《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 安装、联网和维护指南》的“安全性”部分。使用 StepOne™ 系统时，请遵照特定的安全性要求。始终穿戴保护眼罩、防护服和手套。



注意 人身伤害危险。操作期间，样本加热块温度可能超过 100 °C。在样本加热块降温至室温之前，请勿触碰扩增仪。



注意

1. 安装准备

1A. 阅读《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 场地准备指南》并完整填写检查对照表。

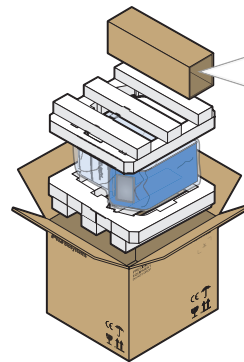
1B. 获取安装所需的材料：

- 配备 48 孔反应板转接器的离心机
- 无粉手套
- 安全防护眼镜
- 剪刀或开箱小刀
- (可选) StepOne™ 系统组件的保护性硬件和软件

2. 拆开 StepOne™ 系统包装

2A. 检查撞击和倾斜指示器。若指示器显示曾过度倾斜或撞击，则执行步骤 **2B**。若 StepOne™ 扩增仪已在运输中损坏，请与 Applied Biosystems 联系。

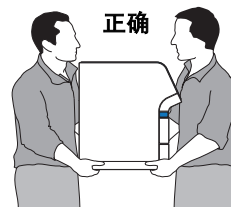
2B. 拆开 StepOne™ 系统板条箱。



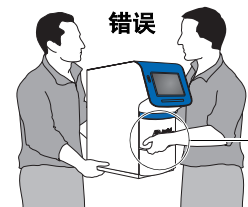
StepOne™ 系统包装套件

- 敷贴器，孔板高透光度胶膜
- 名片盒
- 电缆，以太网 (蓝色)
- 电缆，StepOne™ 系统 (黄色)
- 电缆，通用电源套件
- MicroAmp™ Fast Optical 48-Well Reaction Plates
- MicroAmp Optical 48-Well Adhesive Film
- 防溅型支撑底座
- StepOne™ 系统 USB 驱动器

2C. 将 StepOne™ 扩增仪移动到符合第 6 页“系统规格”所述物理要求的安装场地，且应在距离电源插座 1 m (3 ft) 范围内。



正确



错误



2D. 将电源电缆连接到 StepOne™ 扩增仪，将任何电气保护设备安装到电缆，然后将电缆连接到电源插座。



2C

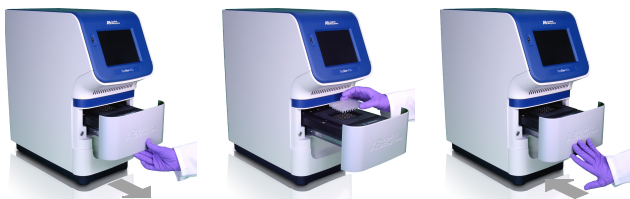
3. 安装 StepOne™ 扩增仪

3A. 打开 StepOne™ 扩增仪电源，然后等待 StepOne™ 扩增仪执行系统诊断。

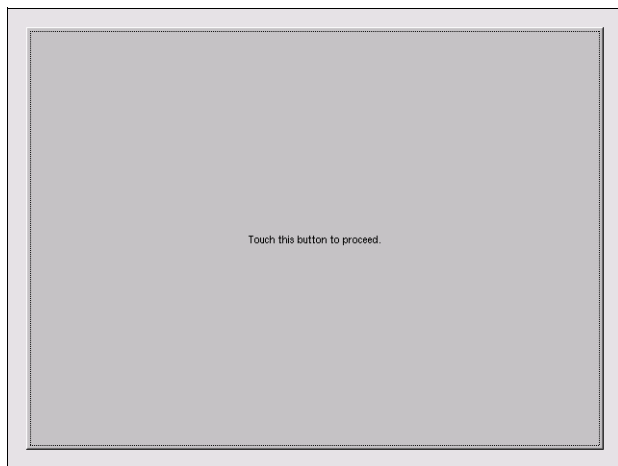


3B. 取出包装材料：

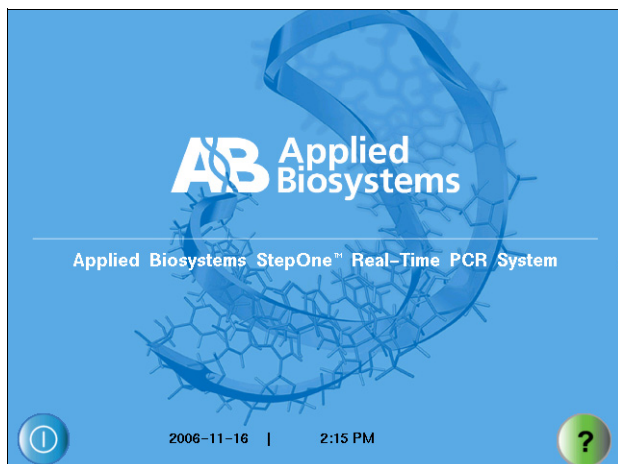
- 打开扩增仪抽屉。
- 从样本加热块中取出包装材料。
- 小心地关闭扩增仪抽屉。



3C. 若提示执行触摸屏校准，则根据 StepOne™ 扩增仪的指示触摸触摸屏。

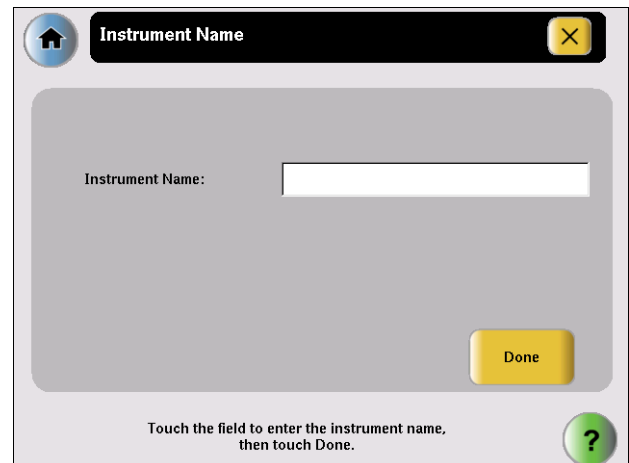


3D. 在 Welcome（欢迎）屏幕上，按 .



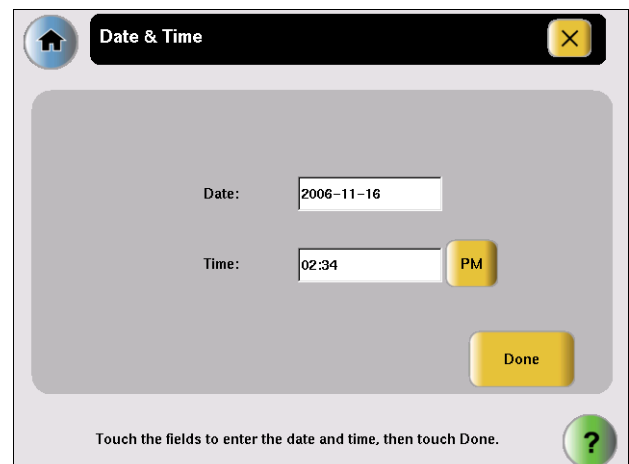
3E. 设置扩增仪名称：

- 在主菜单中，依次触摸 **Settings Menu**（设置菜单）▶ **Admin Menu**（管理菜单）▶ **Set Instrument Name**（扩增仪名称）。
- 为 StepOne™ 扩增仪输入一个名称。
- 触摸 **Done**（完成）以保存设置。
- 触摸 **OK**（确定）确认设置。



3F. 设置日期和时间：

- 在 Admin Menu（管理菜单）中，触摸 **Set Date & Time**（设置日期和时间）。
- 根据指示输入当前日期和时间。
- 触摸 **Done**（完成）以保存设置。
- 触摸 **OK**（确定）确认设置。



3G. 触摸 .

3H. 关闭 StepOne™ 扩增仪电源，等待 30 秒钟，然后重新打开扩增仪电源以应用新设置。

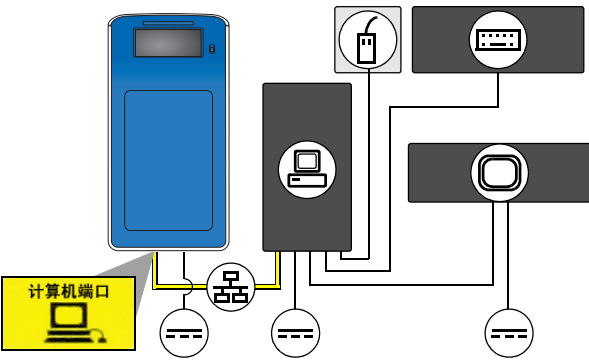


4. 安装计算机

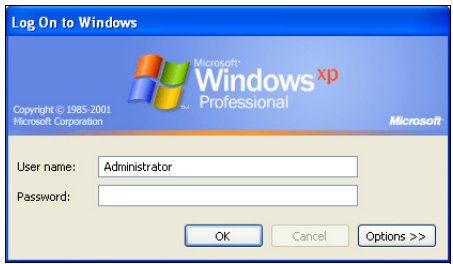
- 4A. 拆开计算机包装并进行连接。
- a. 拆开显示器、计算机、键盘和鼠标的包装，并按照计算机安装指南所述组装各组件。
 - b. 进行以下连接：

连接				不要连接
电源	鼠标	键盘	显示器	以太网
				

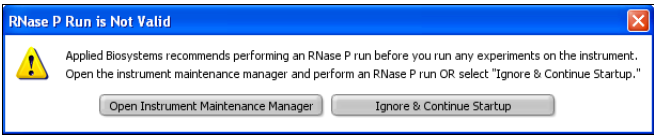
- c. 若您已随 StepOne™ 扩增仪购买一台笔记本电脑，则按照网卡用户指南所述安装 PCMCIA 网卡。
- d. 从包装套件中取出黄色 StepOne™ 系统线缆（请参阅步骤 2B），然后连接：
 - 将扩增仪的黄色以太网端口 () 连接到
 - 计算机的以太网端口 () 上



- 4B. 打开计算机和显示器电源，当提示登录时请在 User Name（用户名）字段中输入 Administrator（管理员），然后单击 OK（确定）。



- 4C. 在桌面上，双击  StepOne v1.0。
- 注意：** 您可禁用当 StepOne™ 软件与扩增仪进行通信时显示的本地连接消息。有关详情，请参阅《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 安装、联网和维护指南》。
- 4D. 当显示 StepOne™ 软件初始屏幕时，请记下软件版本号（例如，v1.0）。
若该版本号小于随您的 StepOne™ 扩增仪附送的软件说明文档中所列的版本号，则关闭 StepOne™ 软件。然后在计算机上加载 StepOne™ 软件光盘以更新 StepOne™ 软件。
- 4E. 当提示您执行 RNase P 实验时，单击 **Open Instrument Maintenance Manager**（打开扩增仪维护管理器）。



5. 准备 RNase P 反应板

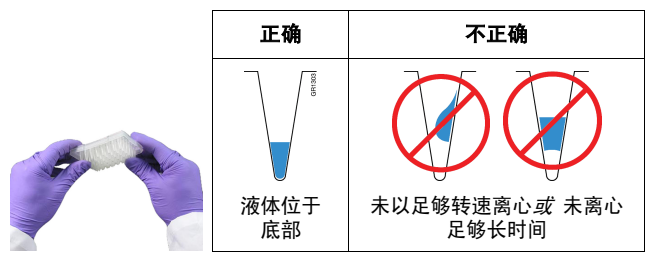
- 5A. 从冷冻柜中取出 TaqMan® RNase P Fast Verification Plate Kit，然后让 RNase P 反应板温度升至室温（约需 5 分钟）。
- 切记！** 当您操作 RNase P 反应板时，请戴上无粉手套和安全防护眼镜。



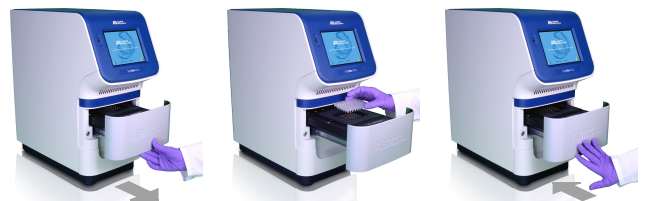
- 5B. 从包装中取出 RNase P 反应板，振荡反应板，然后以 <1500 rpm 的转速将反应板离心 2 分钟。
- 切记！** 反应板必须充分混合并离心。



- 5C. 确认液体位于 RNase P 反应板每个反应孔的底部。如果不是，则以更高的转速离心反应板更长时间。

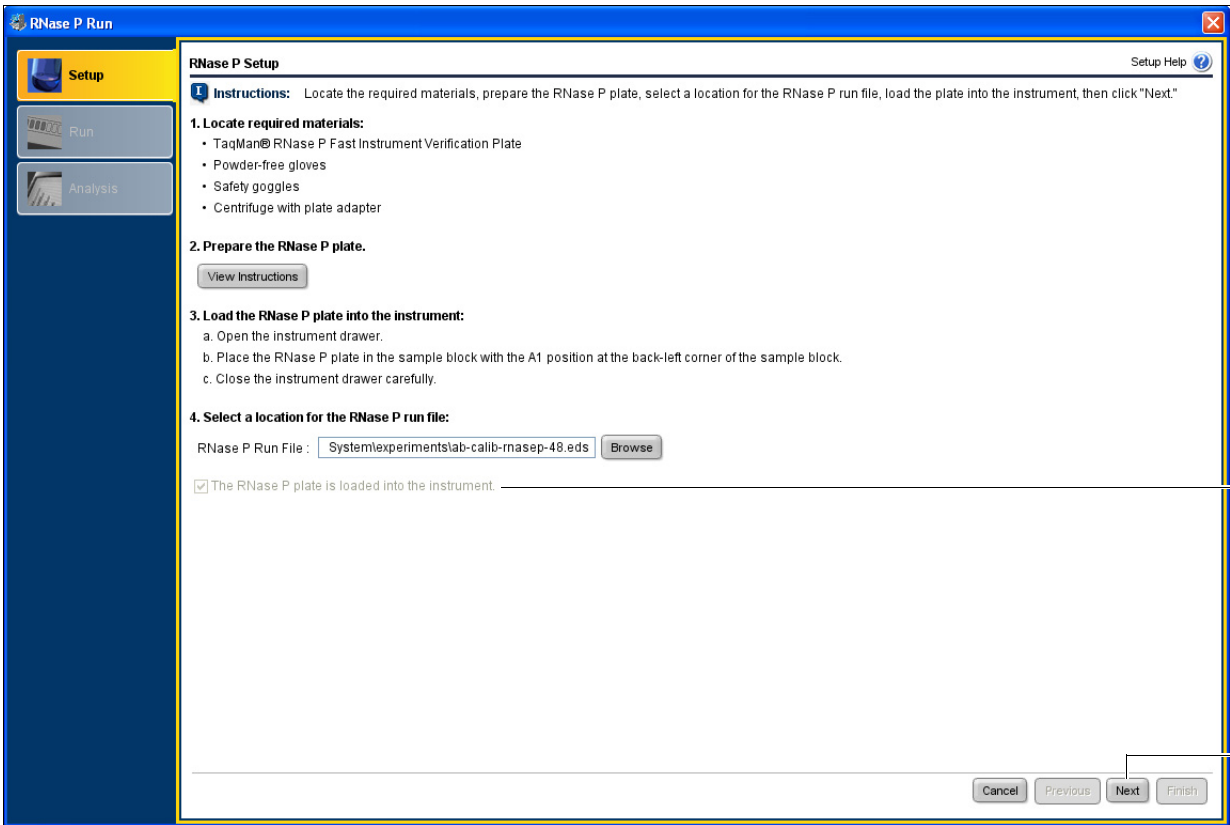


- 5D. 打开扩增仪抽屉，将准备好的 RNase P 反应板放入样本加热块（让 A1 反应孔位于左后角），然后轻轻关闭扩增仪抽屉。

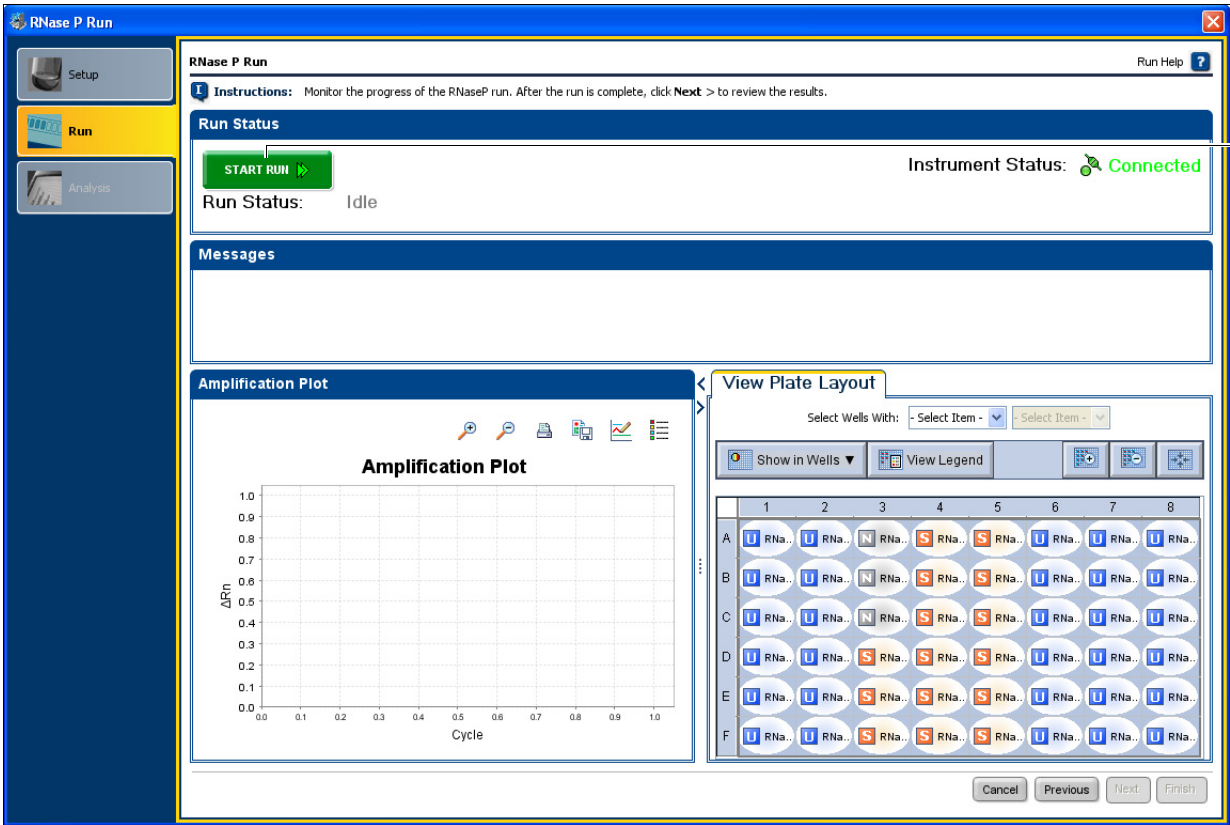


6. 执行 RNase P 实验

- 6A. 在 RNase P Run（RNase P 实验）对话框的 Setup（设置）屏幕上，选取 **The RNase P plate is loaded into the instrument**（RNase P 反应板已装载到扩增仪）复选框。
- 6B. 单击 **Next**（下一步）。



- 6C. 在 Run（运行）屏幕上，单击 **START RUN**（开始运行）。



7. 分析 RNase P 实验

7A. 在 Analysis（分析）屏幕上，确认运行已 **Passed**（通过）。

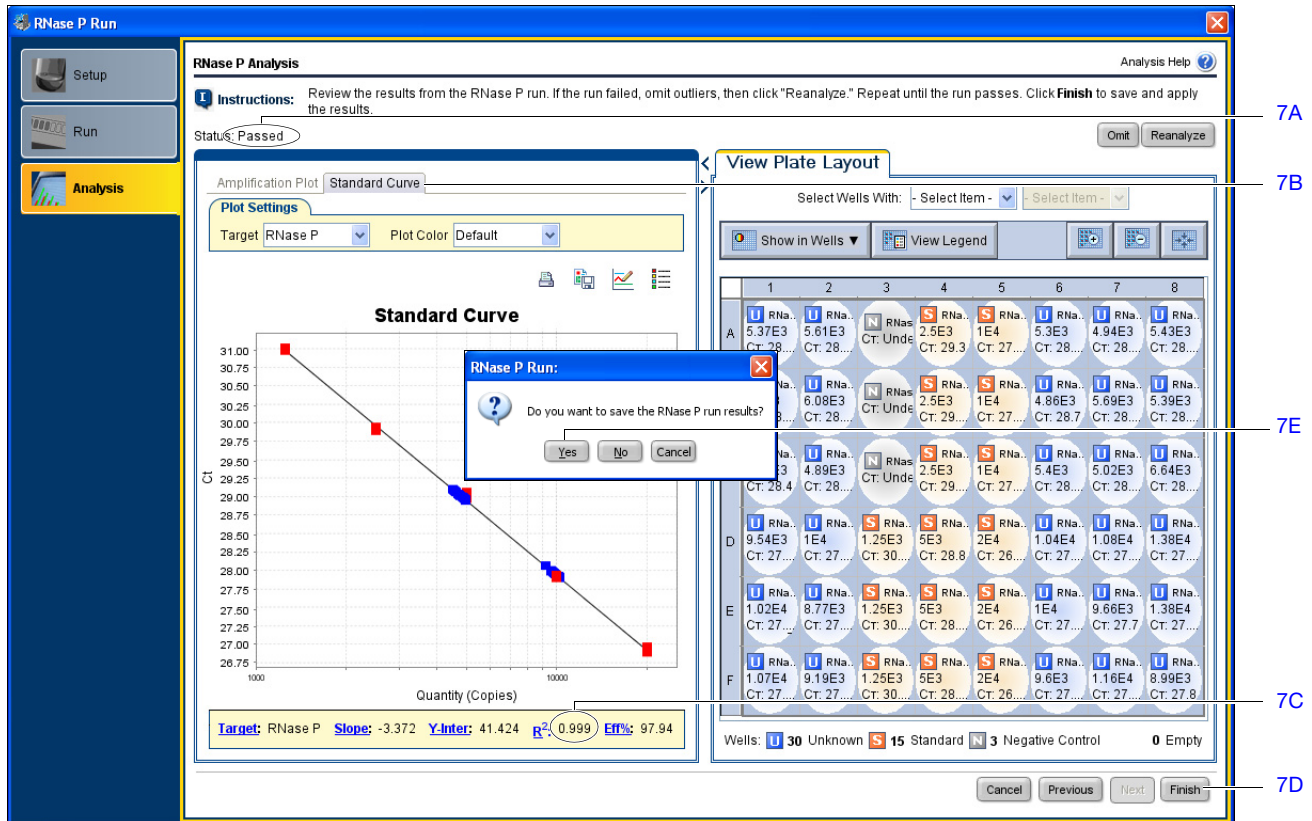
7B. 选择 **Standard Curve**（标准曲线）选项卡。

7C. 确认 R^2 值大于或等于 0.990。

7D. 单击 **Finish**（完成）。

注意： 若 RNase P 实验 **Failed**（失败），或若 R^2 值小于 0.990，请参阅《Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System 安装、联网和维护指南》以对 RNase P 实验问题排除故障。

7E. 当提示保存实验时，单击 **Yes**（是），然后单击 **Save**（保存）以保存该实验。

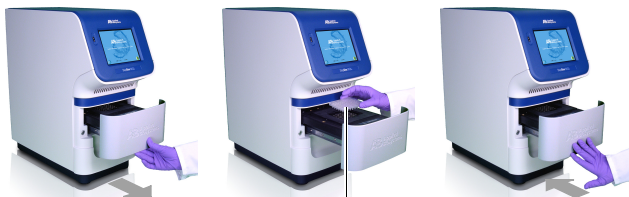


7F. 卸载 StepOne™ 扩增仪：



警告 人身伤害危险。 仪器操作期间，样本加热块温度会被加热到高达 100 °C。在执行以下步骤之前，应等待并让样本加热块温度降至室温。

- 打开扩增仪抽屉。
- 从样本加热块中取出 RNase P 反应板并将其丢弃。
- 小心地关闭扩增仪抽屉。



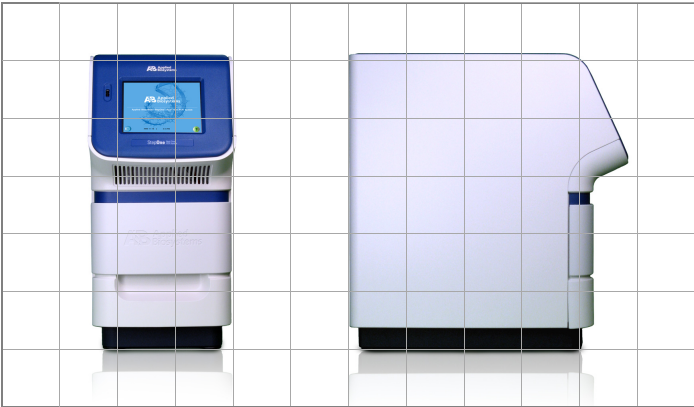
注意

系统规格

物理尺寸、重量和热输出

要求	扩增仪	其它	总计
长度	48.5 cm (19.1 in)	• 18.8 cm (7.4 in)[‡] • 15.2 cm (6.0 in)[§]	82.5 cm (32.5 in)
宽度	24.6 cm (9.7 in)	15.2 cm (6.0 in) [#]	39.8 cm (15.7 in)
高度	51.2 cm (20.4 in)	30.5 cm (12.0 in)	81.7 cm (32.4 in)
重量	23.58 ± 0.45 kg (52 ± 1 lbs)		
温度	15 至 30 °C (59 至 86 °F) /最大温度变化 24 小时内不超过 15 °C		
湿度	相对湿度 15% 至 80%，无冷凝		
电源	100 至 240 VAC (50 至 60 Hz)		

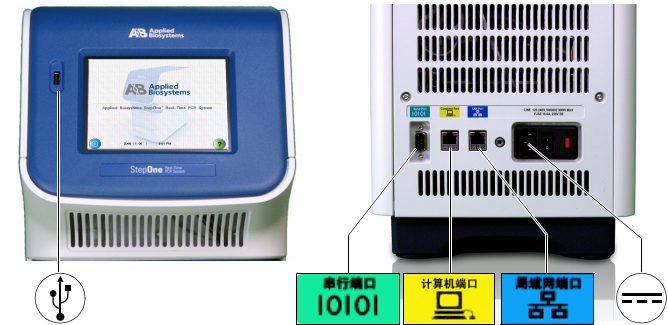
‡ 为打开扩增仪抽屉提供足够空间所需的前面间距。
§ 确保足够气流和冷却所需的后面间距。
确保足够气流和冷却所需的侧面间距。



1 个方格 = 10 cm² (3.94 in²)

电源和通信

端口	描述
	800 VA 电源电缆
	串行端口 (RS232)，用于访问维修数据
	10/100 快速以太网端口，用于连接网络
	10/100 快速以太网端口，用于连接计算机
	通用串行总线 (USB) v1.0 端口，用于连接到外部 USB 驱动器



© Copyright 2006, Applied Biosystems. All rights reserved.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF.

NOTICE TO PURCHASER:
Please refer to the Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System Getting Started Guides for Limited Label License or disclaimer Information.
Applera, Applied Biosystems, and AB (Design) are registered trademarks of Applera Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other trademarks are the sole property of their respective owners.
Information in this document is subject to change without notice. Applied Biosystems assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

12/2006