



Applied Biosystems ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 仪 V1.X SNP 实验简易操作流程

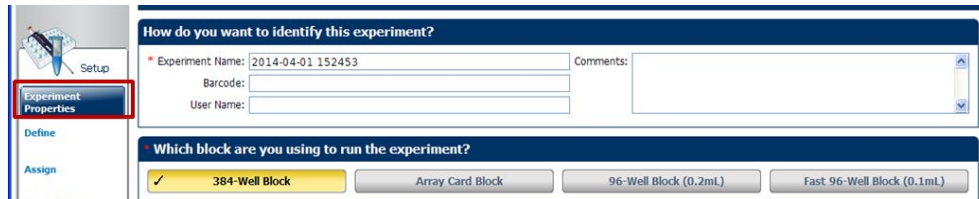


1. 双击桌面图标 ，或从 Start > All programs > Applied

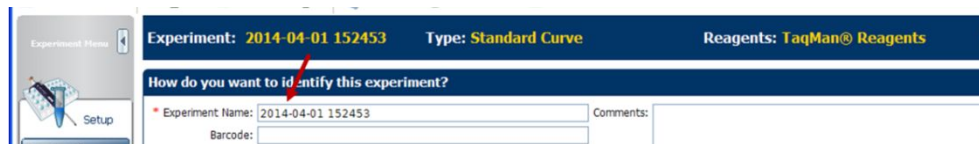
Biosystems > ViiA 7 Software > ViiA 7 Software v1.2 开启软件。进入主界面后选择“Experiment Setup”。



2. 选择“Setup”下的“Experiment Properties”界面。



2.1 输入实验名称 (Experiment Name)。



2.2 确认 Block 类型。



2.3 选择基因分型实验类型，“Genotyping”。

What type of experiment do you want to set up?

Standard Curve Relative Standard Curve Comparative Ct ($\Delta\Delta Ct$) Melt Curve

High Resolution Melt Genotyping Presence/Absence

2.4 选择试剂种类。

Which reagents do you want to use to detect the target sequence?

TaqMan® Reagents SYBR® Green Reagents Other

2.5 选择运行模式。

What properties do you want for the instrument run?

Standard Fast

2.6 选择在定量仪器上进行预读板及扩增的过程。

What properties do you want for the instrument run?

Standard Fast

Include: Pre-PCR Read Amplification Post-PCR Read

3. 选择“Setup”下的“Define”界面，设置 SNP 检测位点和样品名称。

- 3.1** 在“SNPs”下点击“Edit”或“New”，编辑或添加 SNP 检测位点。在“SNP Assay Name”中填写待测 SNP 位点名称；在“Allele1/Allele2 Name”中输入待测位点的碱基名称；“Reporter”和“Quencher”中选择所标记的荧光基团及淬灭基团。对于“Quencher”的选择，如果是 MGB 探针，请选择“NFQ-MGB”；如果是 TAMRA 探针，请选择 TAMRA；如果是其他形式的非荧光淬灭基团选择“None”。

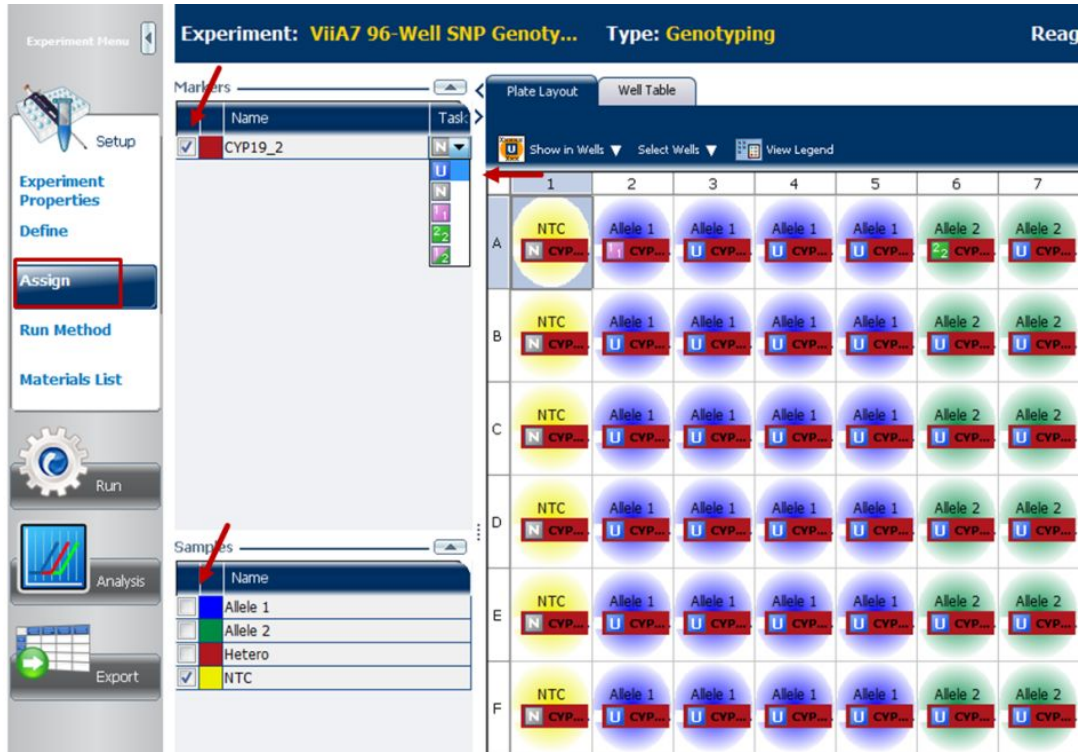


3.2 在“Samples”下点击“New”，添加待测样品。在“Sample Name”中编辑样品名称。



4. 选择“Setup”下的“Assign”界面，编辑样品板。

利用鼠标单选或拖拽以选择反应孔，然后勾选左侧的 Markers 及样本，同时在“Task”选项中指定该反应孔的类型 (U 代表未知样本，N 代表阴性对照， $1/1$ 、 $2/2$ 、 $1/2$ 代表三种基因型的阳性对照)。



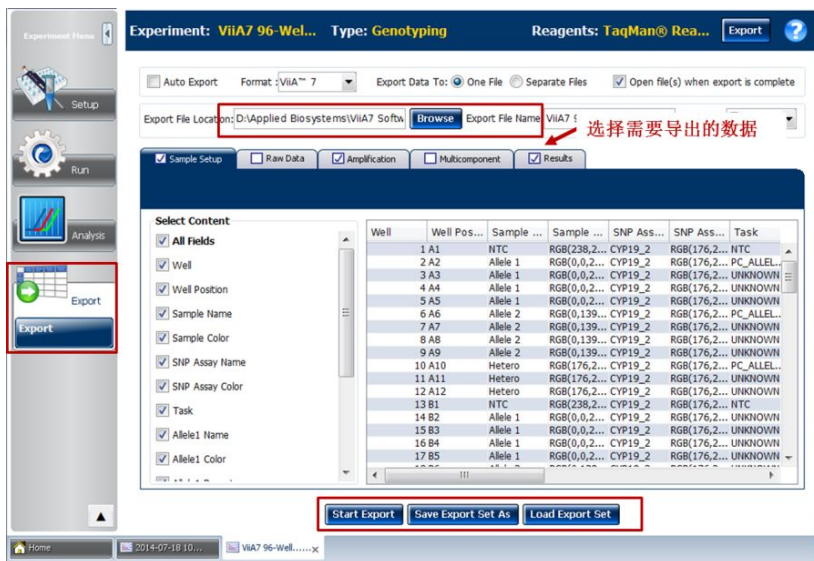
5. 选择“Setup”下的“Run Method”界面，编辑运行条件。



7.2 查看“QC Summary”结果：反应孔可能存在异常情况时，会出现黄色三角提示，数字 1 代表有一种情况，2 代表有两种情况，以此类推。详细信息及解决方案可以在“Flag Details”中查看。



8. 数据导出：在 Export 界面下根据需要导出数据。



ThermoFisher
SCIENTIFIC



完善的技术支持服务

我们在60多个国家和地区设有办事处，拥有备受赞誉的技术支持团队及现场服务工程师，您也可以在我们的官方网站上订购产品、下载技术文件及寻找问题答案。

Life Sciences Solutions, Thermo Fisher Scientific

免费热线电话：8008208982/4008208982

技术支持邮箱：cntechsupport@lifetech.com

www.lifetechnologies.com

本手册谨供参考，请以英文原版说明书为准。

如有变化，恕不另行通知。

本手册最终解释权归Thermo Fisher所有。