

applied
biosystems[®]
by *life* technologies™

life
technologies™

TaqMan[®] Genotyper Software v 1.3

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
© 2012 Life Technologies Corporation. All rights reserved.

© 2012 Life Technologies Corporation. All rights reserved.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Genotyper Software 简易操作流程


applied
biosystems

Genotyper Software

简易操作流程

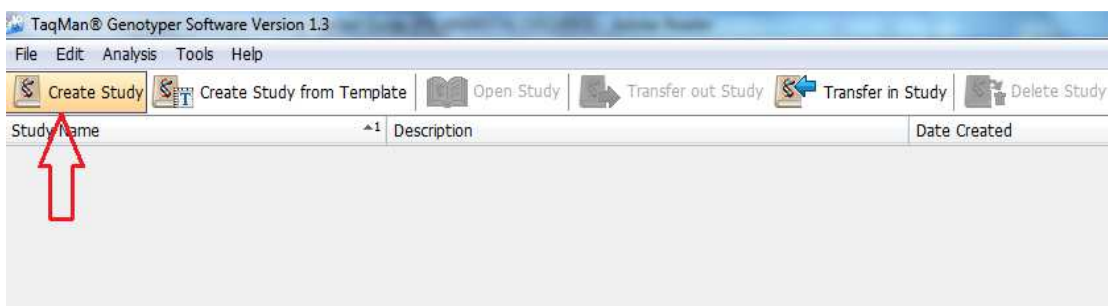
Genotyper 软件能够简便、快速地分析来自于Applied Biosystems品牌实时荧光定量PCR仪器的Taqman Genotyping实验数据。

1. 打开 Genotyper Software

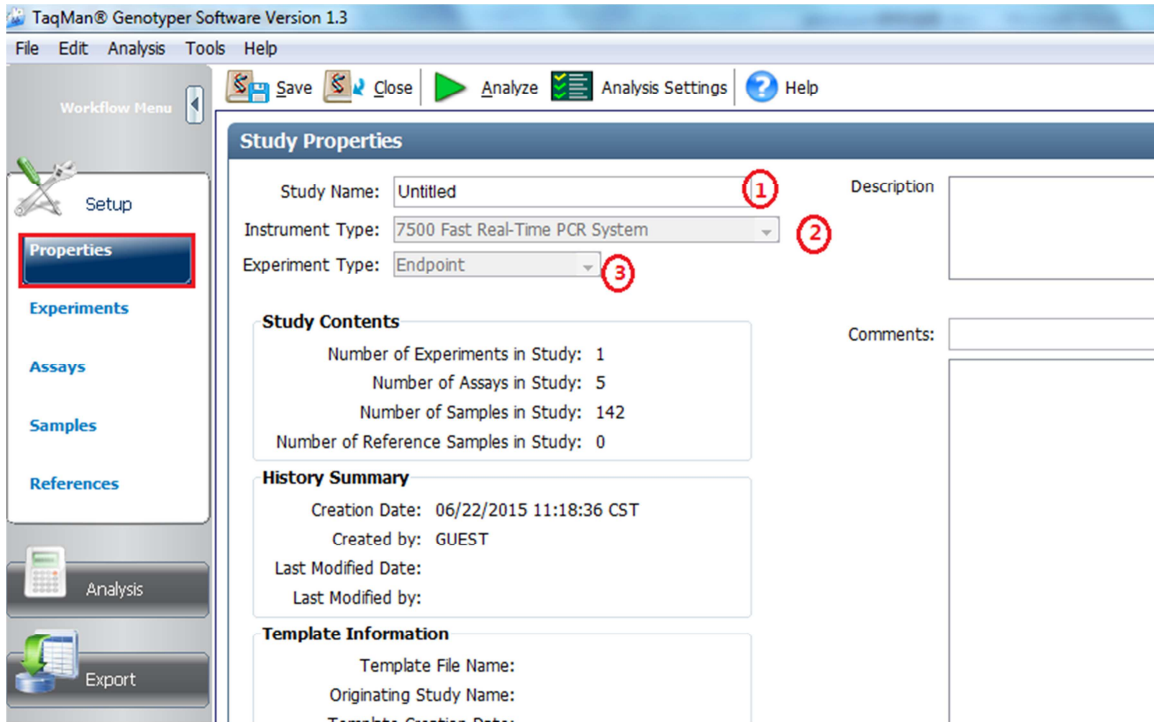
双击桌面图标 ，或从 Start > All programs > Applied Biosystems > TaqMan Genotyper Software>TaqMan Genotyper Software 开启软件。

2. 创建新研究

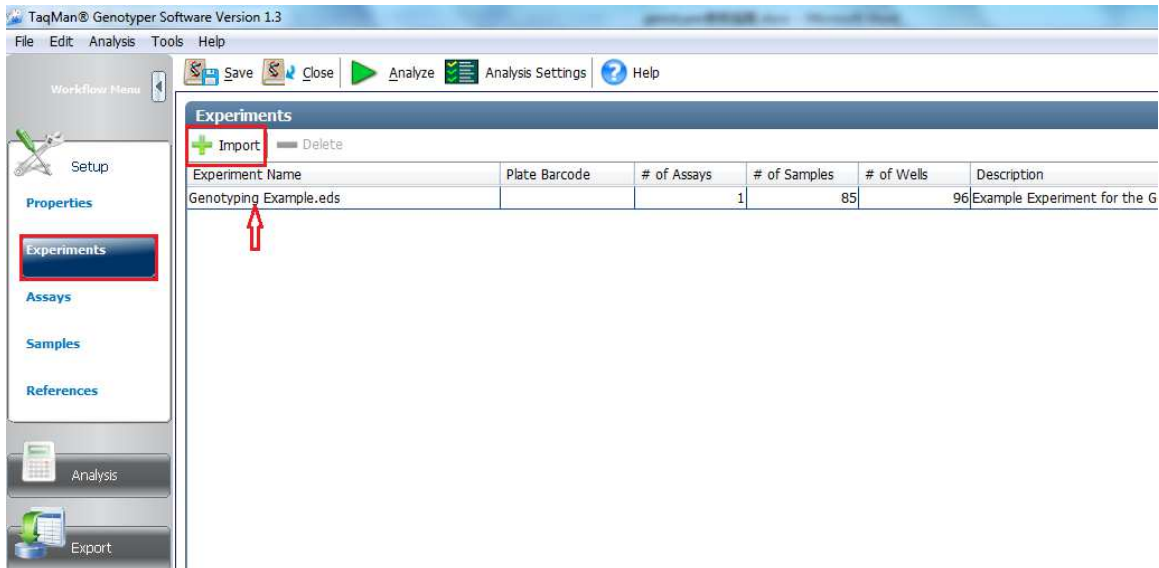
点击 Create Study，如下图所示：



2.1 在 Setup > Properties 界面下，在①Study Name 中输入名称，在② Instrument Type 的位置选择对应的仪器类型，在③Experiment Type 的位置选择数据类型：Endpoint + pre-PCR read (含预读板及终点读板的数据)，Real-time (实时定量 PCR 数据)，Endpoint (终点读板数据)。

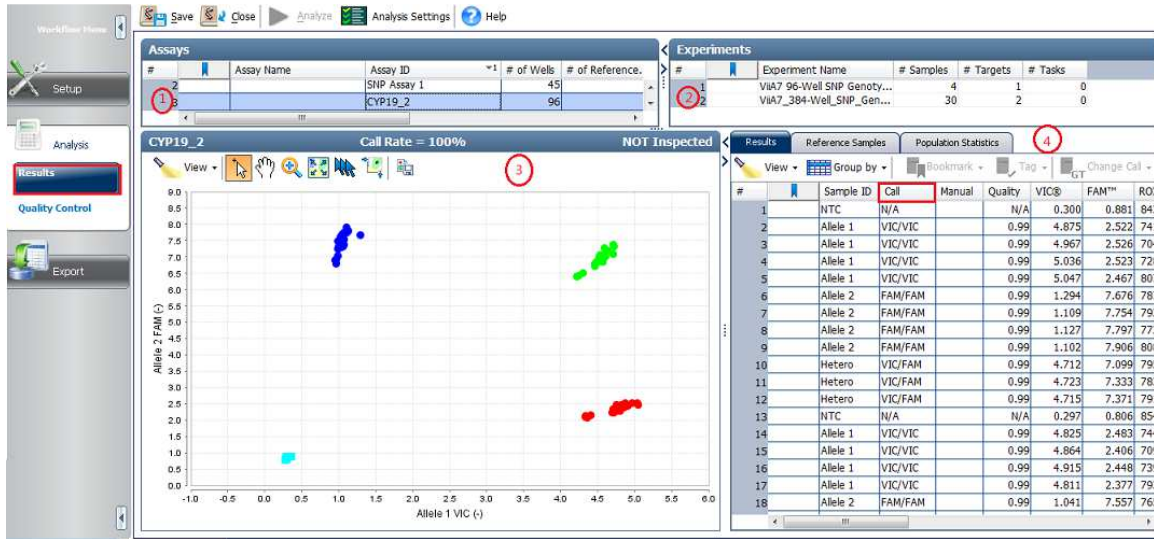


2.2 在 Setup > Experiments 界面下，点击 Import 导入需要分析的数据，选中的数据文件将出现在下方箭头指示处，可以核对实验名称，assay 数目，样品数目等。



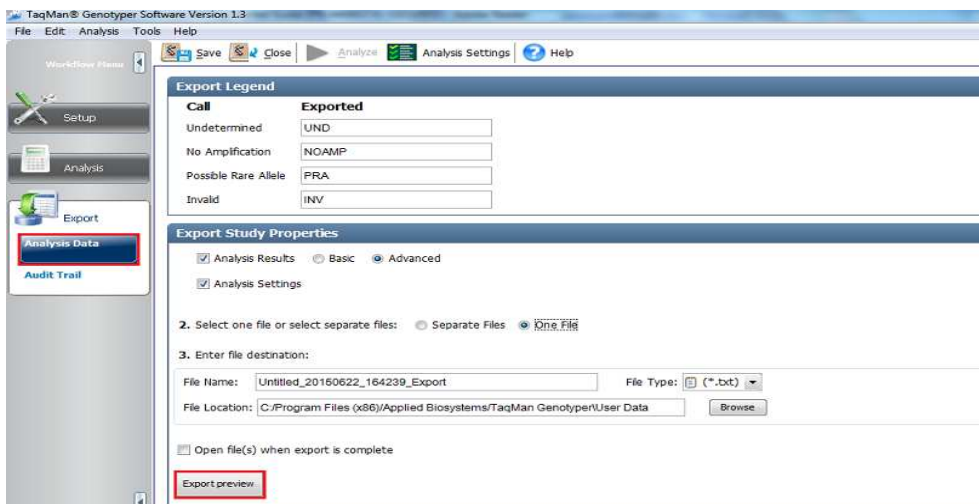
3. 在 Analysis>Results 界面下查看结果

如下图所示：在 ① Assay 模块选择要查看的 assay 位点，在 ② Experiments 模块选择要分析的实验文件，在 ③ 界面查看 SNP 分型结果散点图，在 ④ 表格界面查看每个孔对应的样品名称，call 出的基因型及 Quality（分型结果可信度）等信息。

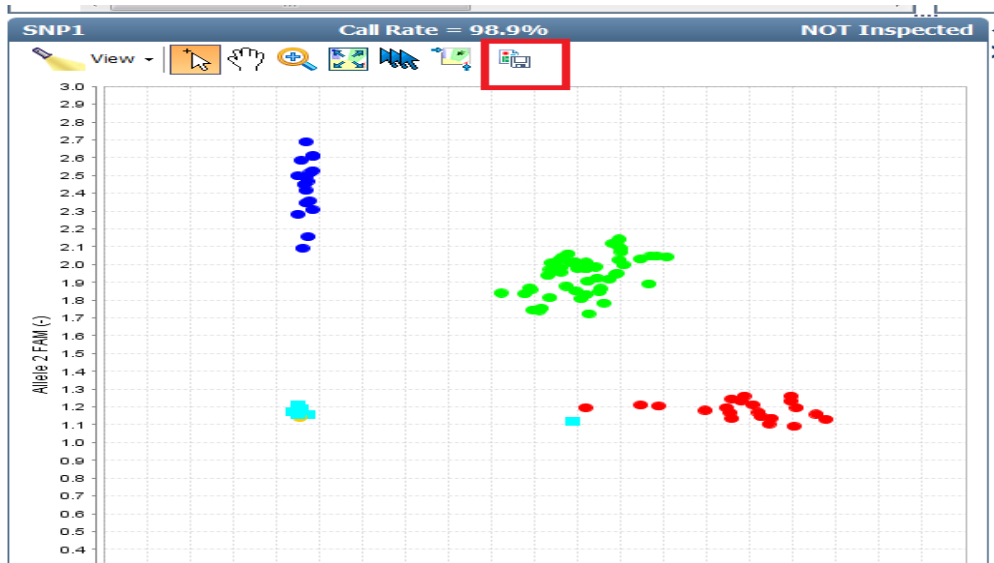


4. 导出数据

4.1 在 Export> Analysis Data 界面中，可以根据需要选择导出的数据内容，文件保存为.txt 或者.csv 格式。



4.2 选中 Save as image file, 保存散点图。





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。

ThermoFisher Scientific

免费热线电话：8008208982/4008208982

技术支持邮箱：cntechsupport@lifetech.com

<http://www.thermofisher.com>

本手册仅供参考，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。