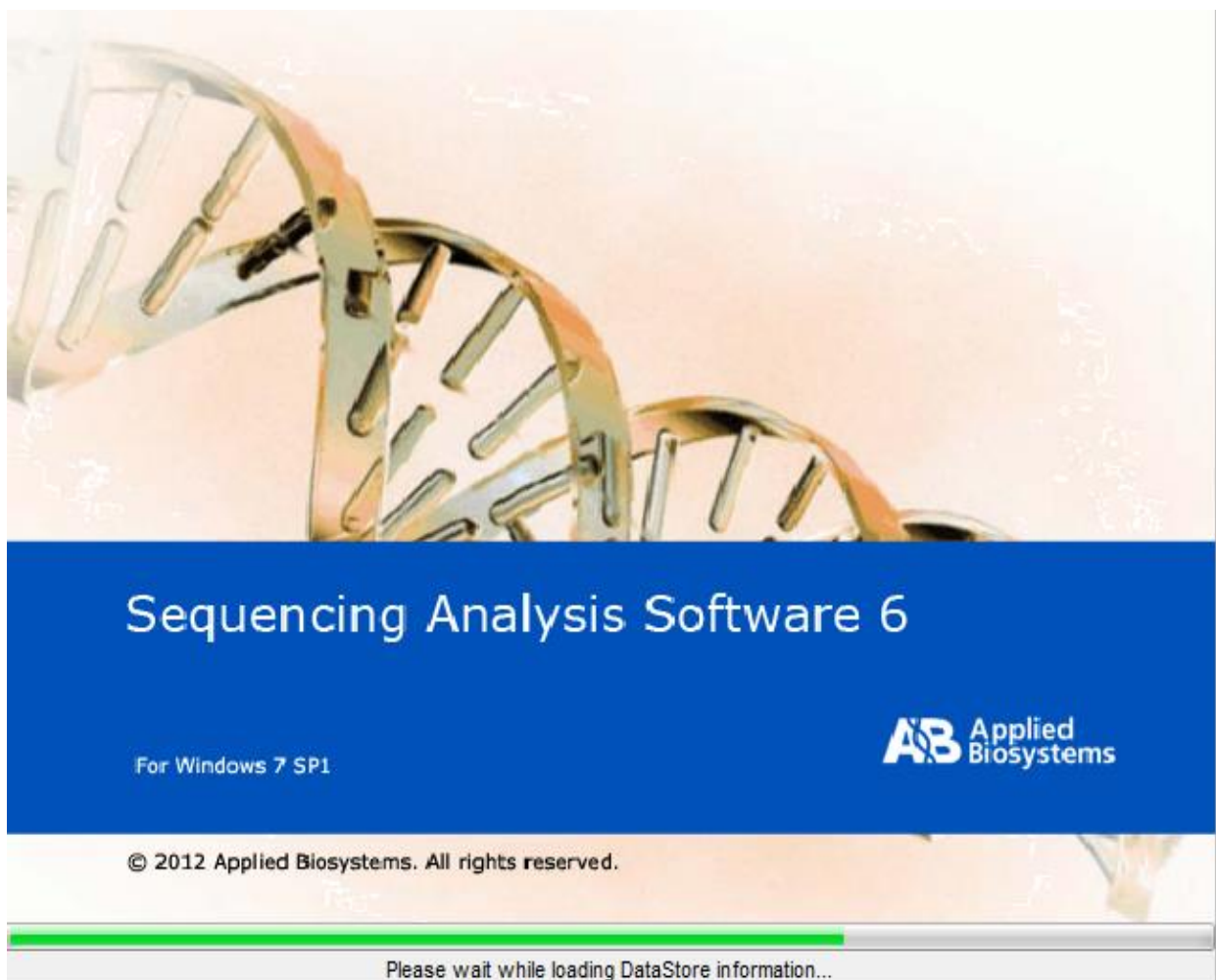


Applied Biosystems Sequencing Analysis Software

简明中文手册

(Software v6.X)



英潍捷基（上海）贸易有限公司
赛默飞世尔科技公司

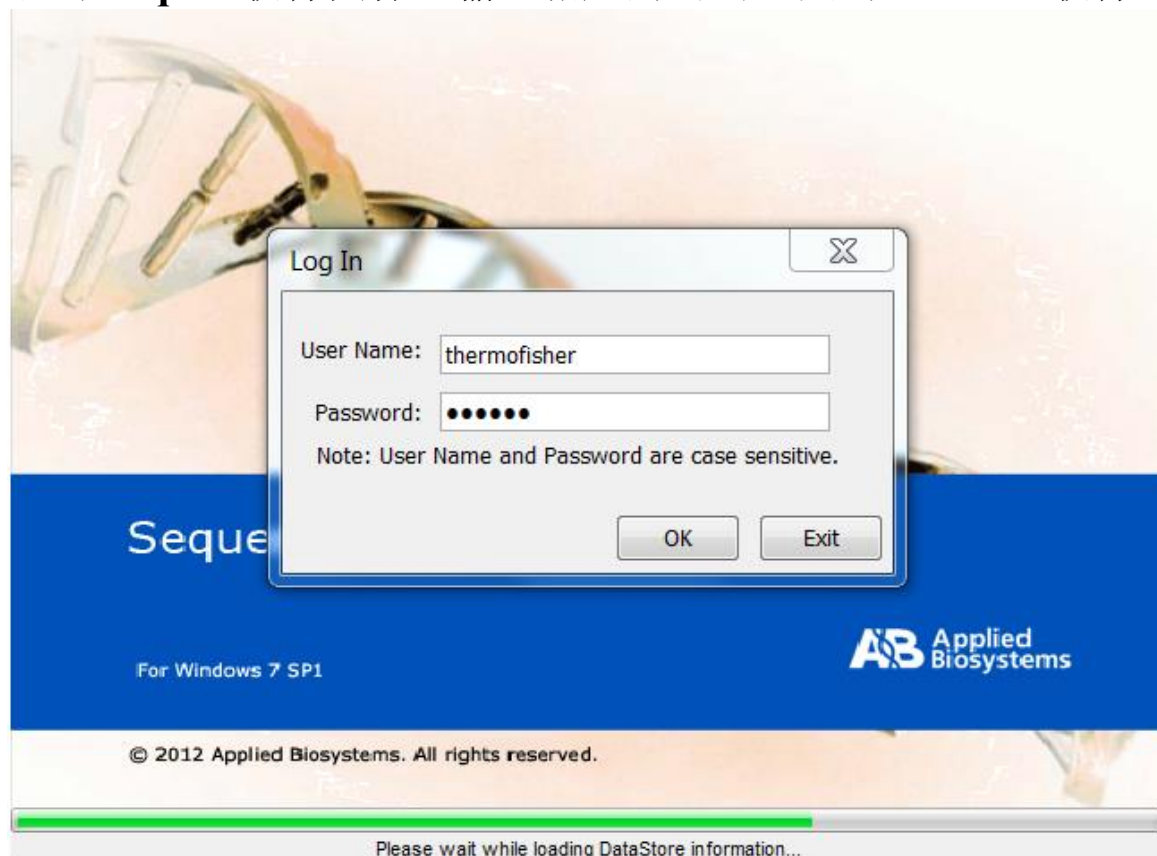
Applied Biosystems Sequencing Analysis Software

目录


1. 登陆软件.....	3
2. 导入测序和选择 Analysis Protocol.....	3
3. 软件自动分析样本	4
4. 生成、审查和导出分析报告和查看结果.....	5
5. 样本数据展示	5
6. 如何获取样本的测序序列	7
7. 如何获取 PDF 版的报告.....	8

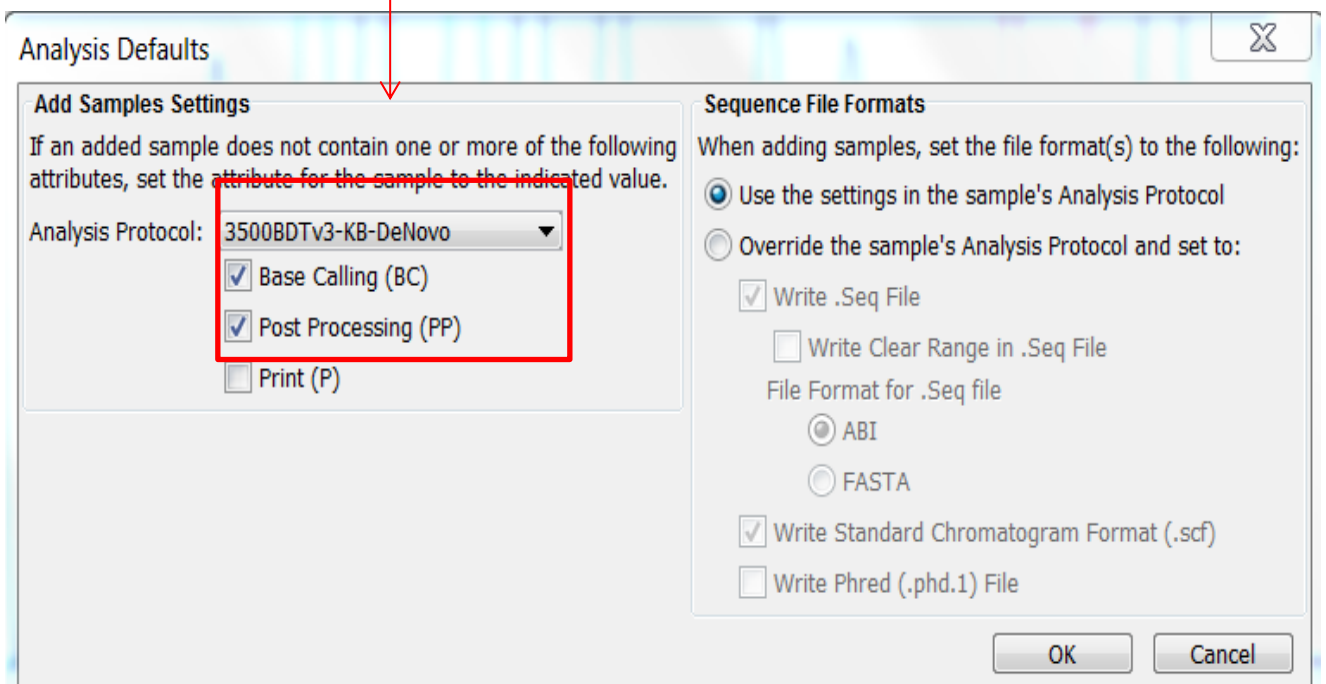
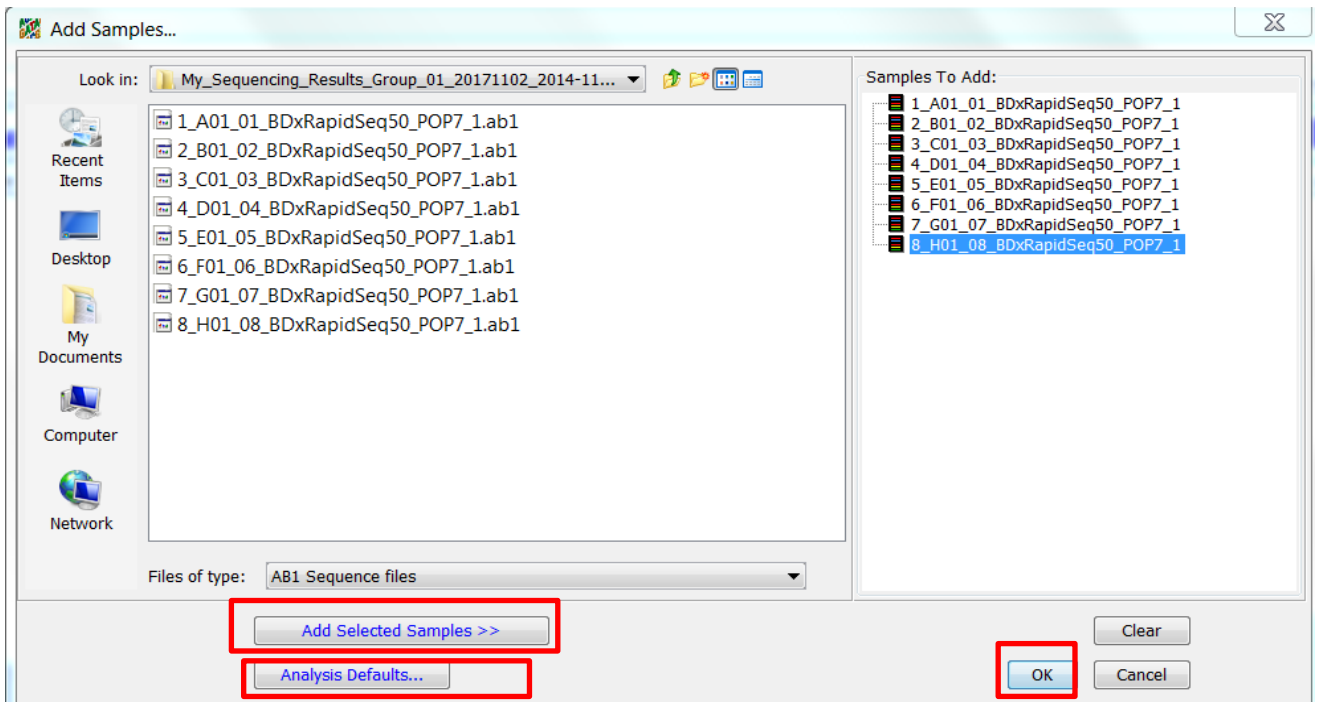
1 登陆软件

双击 **SeqA 6** 软件图标，输入相应的密码，点击 OK 登入软件。




2 导入测序和选择 Analysis Protocol


点击  图标（在 File-Add Sample），打开添加样本对话框，选中一条或多条测序数据，点击 Add Selected Samples，到 Samples To Add 栏中（在开始导入样本前，需在 Analysis Defaults 中选择相应的 Analysis Protocol 后），再在样本导入界面，点击右下角 OK 键，将需要分析序列导入 SeqA 6 软件。

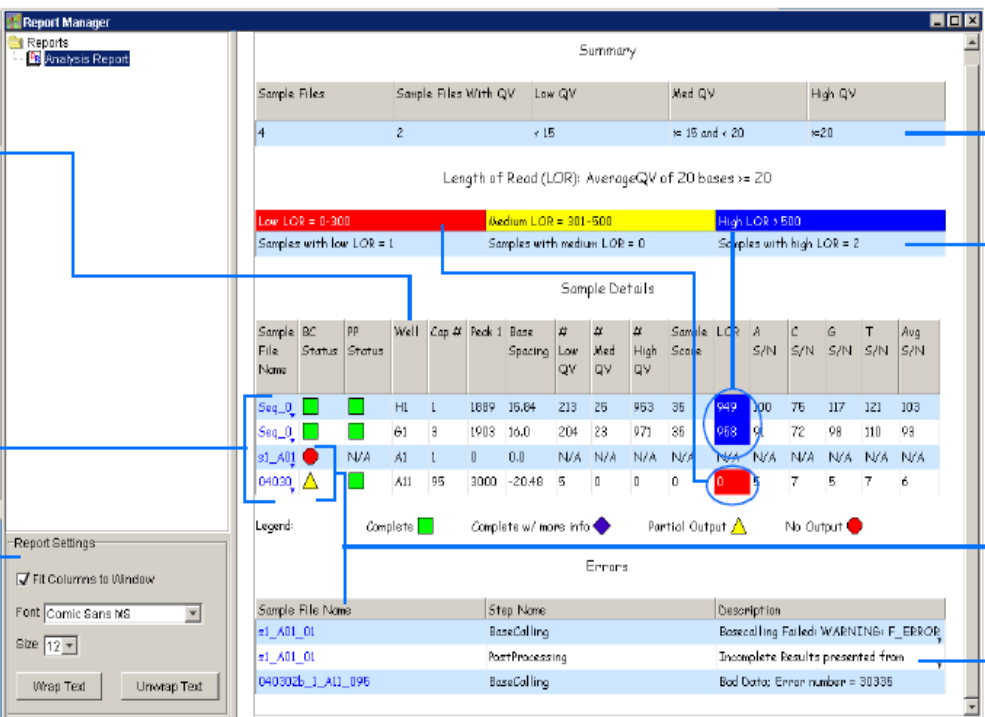


3 软件自动分析样本

导入样本结束后，点击 SeqA 6 软件界面上方的 ，SeqA 6 软件会自动根据你选用的 analysis protocol 进行 Base Calling，Post Processing 等分析。

4 生成、审查和导出分析报告和查看结果

点击 SeqA 6 软件界面上方的 ，生成和展示分析结果，可以查看本轮导入测序数据整体的测序结果。样本经过数据分析后，报告将显示 QVs 和 LORs，以及样本信息和错误。如果没有被成功分析数据，软件同样会展示错误信息。



鼠标右键，可以显示/隐藏，相关展示信息

定义 QV (Quality Value) 范围

定义 LOR 范围

导入相关样本的各自信息

对应的样本输出结果，有报错的情况

改变展示视图状态

报错栏

Sample File Name	BC Status	PP Status	Well	Cap #	Peak 1	Base Spacing	# Low QV	# Med QV	# High QV	Samples	LOR	A S/N	C S/N	G S/N	T S/N	Avg S/N
Seq_0	Green	Green	H1	1	1889	16.64	213	25	953	35	949	100	76	117	121	103
Seq_0	Green	Green	H1	3	1903	16.0	204	23	971	36	938	91	72	98	110	93
s1_A01	Red	N/A	A1	1	0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04030	Yellow	Green	A11	95	3000	-20.46	5	0	0	0	0	5	7	5	7	6

Sample File Name	Step Name	Description
s1_A01_01	BaseCalling	Basecalling Failed: WARNING: F_ERROR
s1_A01_01	PostProcessing	Incomplete Results presented from
04030B_1_A11_096	BaseCalling	Bad Data: Error number = 30335

5 样本数据展示

使用 Sample Manger 或者 Sample Navigator，查看具体样本的序列信息。

A: 查看单个样本信息，双击双击相应的 Sample File Name

B: 同时查看多个样本，在 **Show** 栏，勾选上相应样本，如果要同时查看所有样本，在 **Row** 栏，选中所有样本。

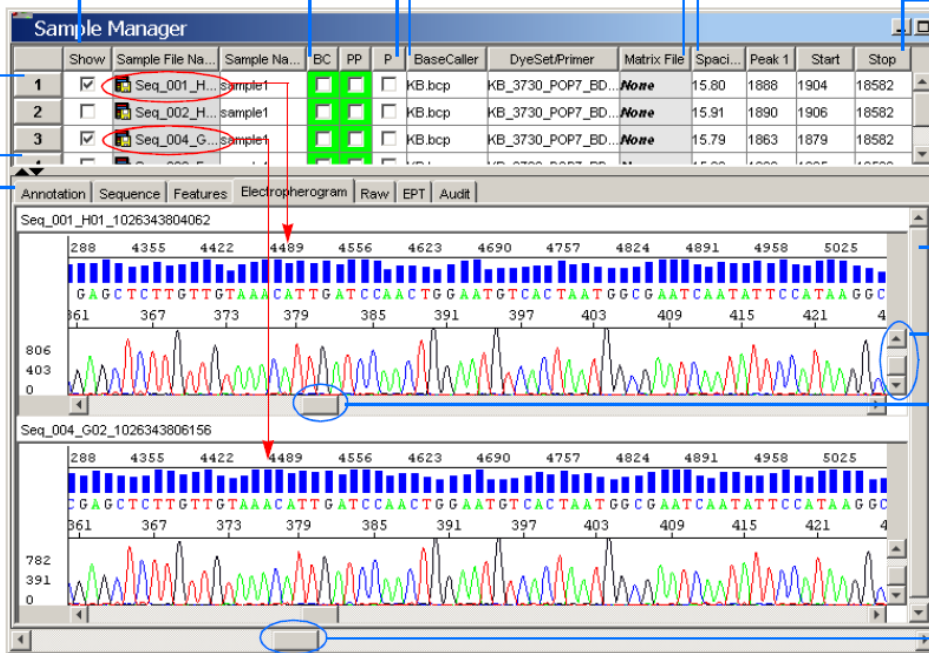
Processing tasks: Basecalling, Post Processing, Printing

在 Sample Manager 或者 Analysis Protocol 中改变分析参数。Matrixfile 只对于分析 310 分析仪的数据测序数据。

使用 Show 复选框在示例视图窗格中显示示例数据

Samples in the Sample Manager pane

查看样本数据具体细节

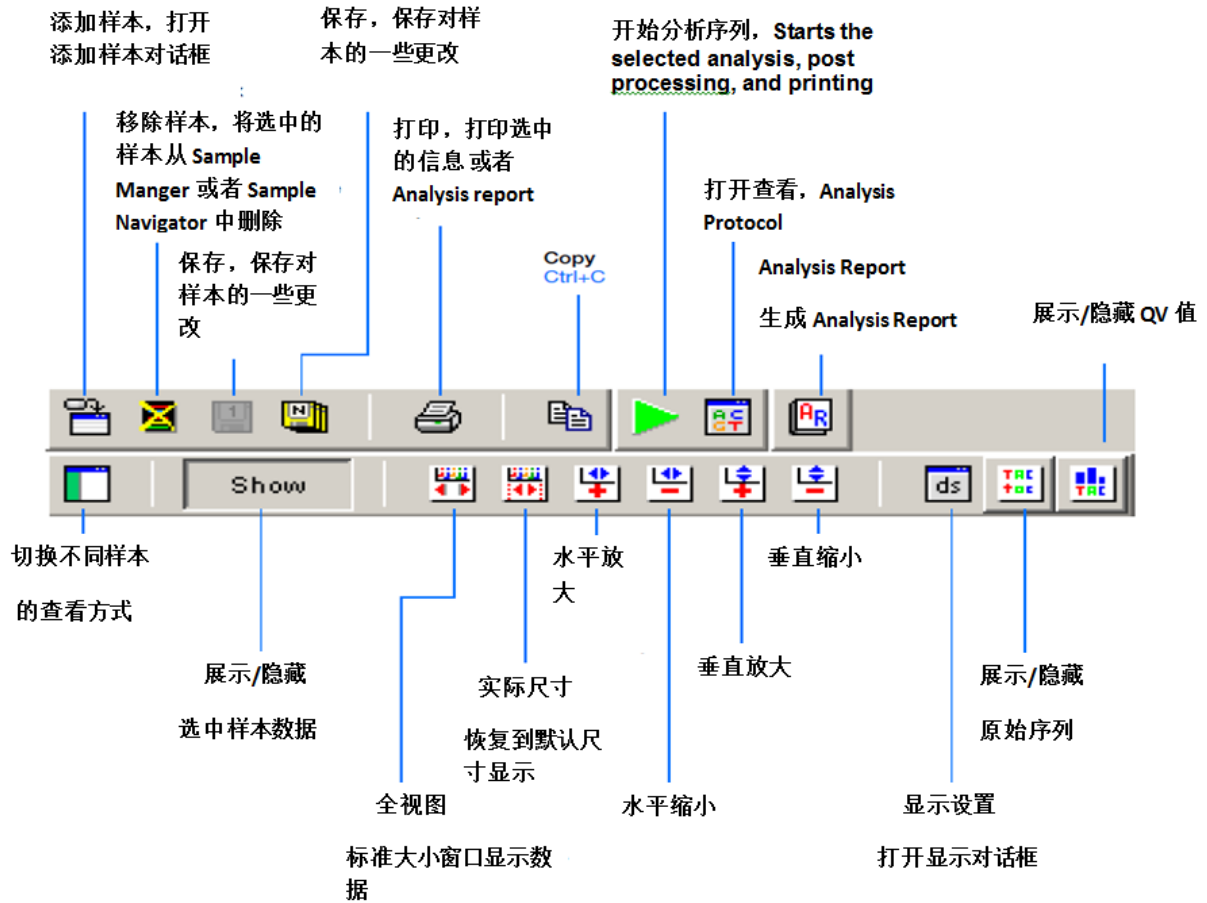


Calculated results

移动外滚动条以查看其他示例

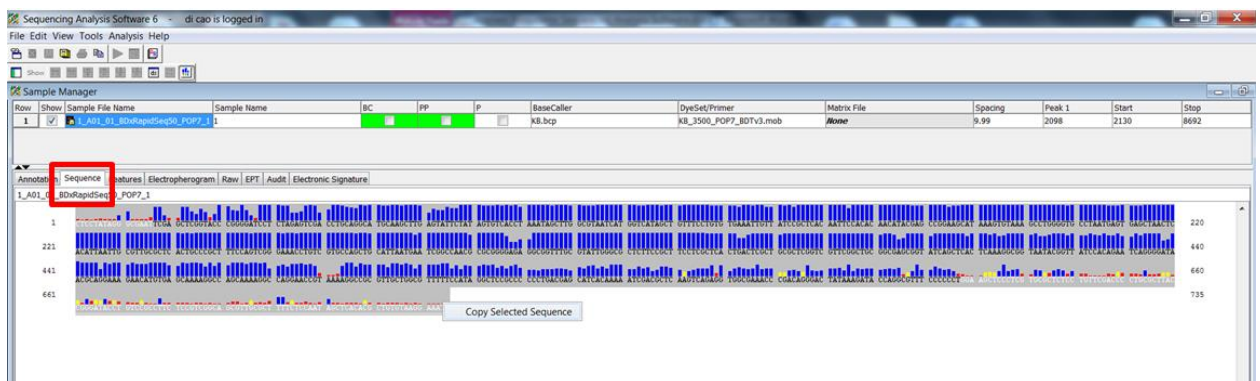
移动内部滚动条以查看特定的示例

移动水平滚动条，查看完整的样本数据



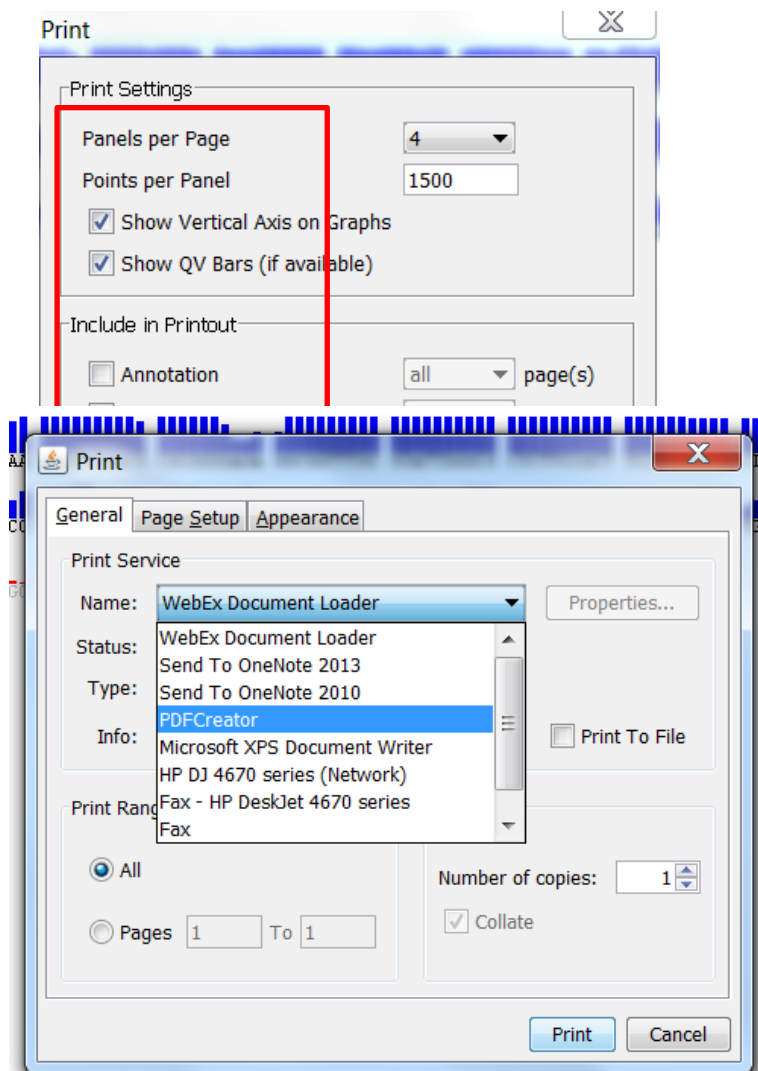
6 如何获取样本的测序序列

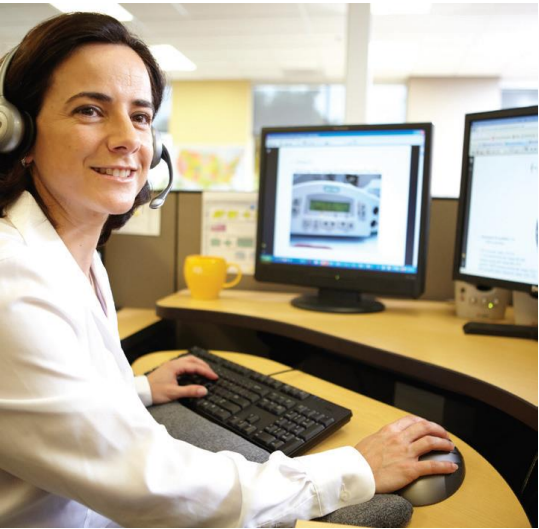
在 Sample Manger 中查看数据状态时, 选中 Sequence 查看, 选中所需序列 (标灰后) 点击鼠标右键, Copy Selected Sequence 后, 粘贴在 Windows 中新建的 text 文档中即可。



7 如何获取 PDF 版的报告

在 Row 栏中选中需要打印的样本，此时样本整行被 highlight，然后左上角 File 下拉菜单下，也可先在 Page Setup 中调整页面的形式后，点击 Print，选择打印设置及需要打印的内容，点击 Print，选择 PDFCreator，点击 Print 后生成 PDF 报告文档，将文档存在桌面上即可。





遍布全球的技术支持服务

我们在全球 60 多个国家和地区设立了办事处，拥有备受赞誉的技术支持团队以及现场服务工程师。您可以在我们的官方网站上订购产品、下载技术文件，以及寻找问题答案。也非常欢迎您通过电子邮件、电话、以及微信平台和我们联系获取信息。



Thermo Fisher Scientific

官方网站: <http://www.thermofisher.com>

免费热线电话: 8008208982/4008208982

技术支持邮箱: cntechsupport@lifetech.com

微信公众号: 赛默飞世尔科技生命科学服务部

