



01 / 准备工作 2

02 / 注册和登录 2~9

2.1 自主注册	2~3
2.2 一键注册	4
2.3 登录	4~5
2.4 找回密码	5~6

03 / 查询 6~8

3.1 查询产品	6~7
3.2 查询价格和库存情况	7~8
3.3 查询促销和优惠	8

04 / 订购 9~14

4.1 添加购物车	9~11
4.2 应用促销代码	11
4.3 填写和核对结算信息	12~14
4.4 提交订单	15

05 / 账户管理 15~22

5.1 管理账号信息	15~17
5.2 查询订单和物流信息	17~19
5.3 下载电子销售合同	19
5.4 查询报价单和下载电子报价单	20~21
5.5 查询增值税发票	21~22

06 / 技术支持 22~23

07 / 常见问题 23~32

7.1 注册/登录相关问题	23~24
7.2 添加购物车相关问题	24~26
7.3 提交订单相关问题	27~30
7.4 订单/物流/发票查询相关问题	30~32

CONTENTS 目录



>> 1. 准备工作

硬件准备：可以连接到互联网的电脑, 为了保证更好的使用体验, 请使用以下操作系统

- Windows 10及以上版本(非测试版本)
- Mac OS 11.x 及以上版本

网络准备：请保证网络稳定地连接到互联网

软件准备：为保证您拥有更好地体验, 请使用以下版本浏览器

浏览器	版本号
谷歌 (Google Chrome)	88及以上版本 (非测试版本)
微软边缘 (Microsoft Edge)	110及以上版本 (非测试版本)
火狐 (Mozilla Firefox)	110及以上版本 (非测试版本))
苹果默认浏览器 (Safari)	16及以上版本 (非测试版本)

>> 2. 注册和登录

2.1 自主注册

- 进入安捷伦官网(<https://www.agilent.com.cn>), 点击右上角的“账户”, 登录界面点击“新建账户”, 或者直接进入此页面(<https://www.agilent.com/account/registration/>)。

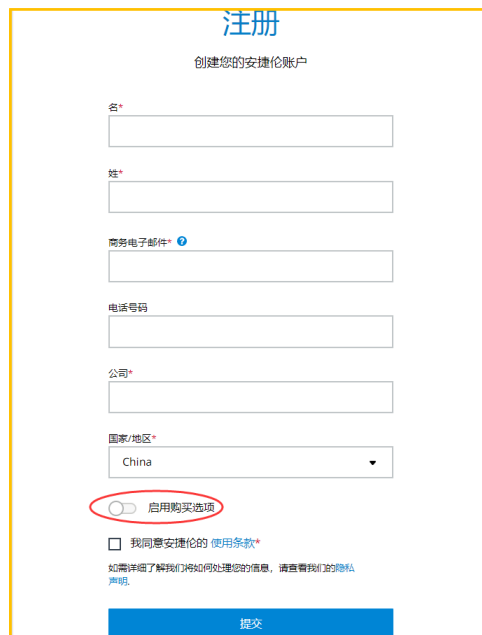


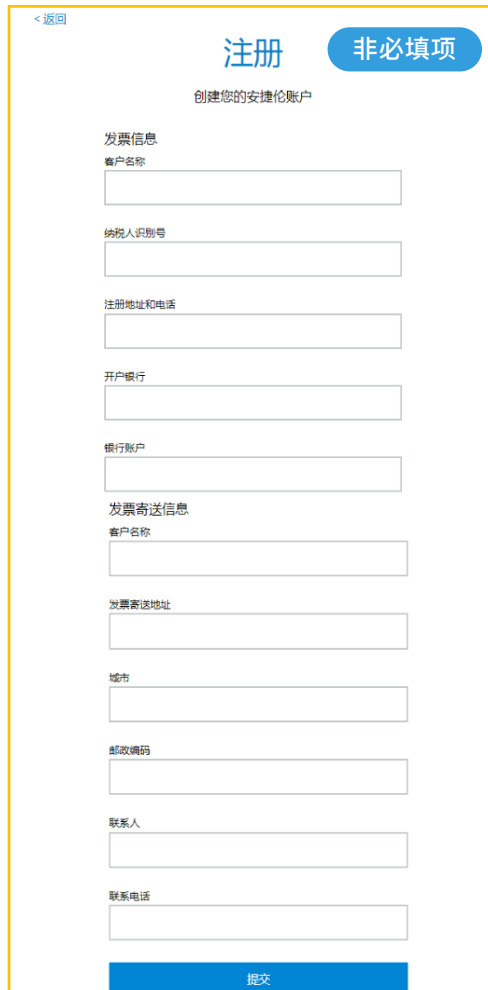
2.1.1 若未启动购买选项

- 填写姓名, 商务电子邮件, 公司名称, 国家地区 (默认中国) 等信息, 勾选“我同意安捷伦的使用条款”, 点击提交后即完成基本账号注册。

2.1.2 若启动购买选项

- 填写姓名, 商务电子邮件, 公司名称, 国家地区 (默认中国) 等信息, 勾选“我同意安捷伦的使用条款”, 点击提交。
- 填写送货地址和账单寄送地址 (此处为买方地址, 不是增值税发票邮寄地址), 点击提交。
- 填写发票信息和发票寄送信息后点击提交, 即完成账户注册。
(此处为增值税发票信息, 非必填项)
- 为了您的账户安全, 请使用企业邮箱进行注册, 请不要将您的登录账号和密码分享给公司内外的其他人使用。





2.2 一键注册

• 当您收到来自安捷伦发送的链接, 请点击链接, 然后进行以下操作步骤即可完成注册。

- 1) 点击“发送密码说明”;
- 2) 进入您的注册邮箱, 查收主题为设置密码的邮件, 点击邮件中的链接;
- 3) 设置密码;



(1)



(2)



(3)

2.3 登录

• 进入安捷伦官网(<https://www.agilent.com.cn>), 点击右上角的“账户”, 登录界面输入注册邮箱和密码。



- 为了保证您的数据安全性,可能会出现需要验证您的身份页面,请进入您的注册邮箱查看验证码,输入验证码完成验证即可登录。

(如果未出现验证此页面,则直接成功登录;如果出现此页面,完成验证后即可成功登录)



(1)



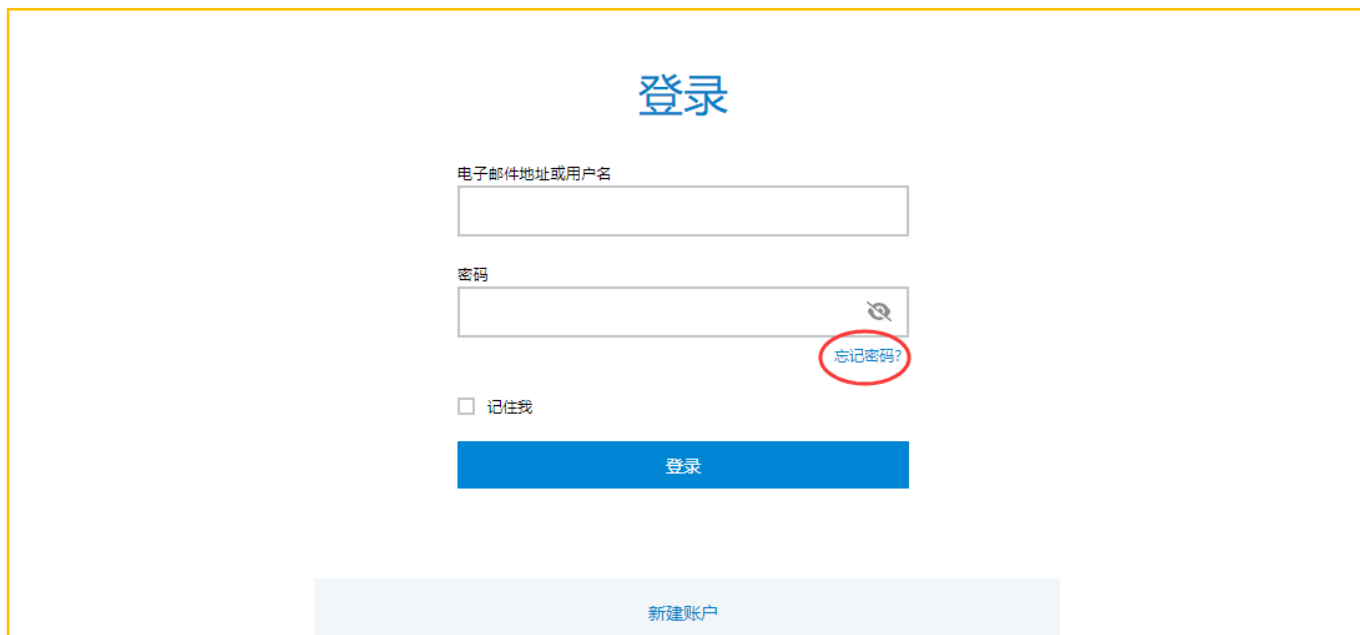
(2)



(3)

2.4 找回密码

- 如您忘记登录密码,可在登录界面,点击“忘记密码”,进入您的注册邮箱,查收重置密码邮件,点击邮件中的链接,重置密码即可。



(1)



忘记密码

请输入您的电子邮件地址，您将收到关于如何重置密码的说明。

电子邮件地址

441170000@qq.com

重置密码

(2)

已发送电子邮件

请查看您的电子邮件以重置密码。

请注意，此链接的有效时间为 24 小时。

重新发送电子邮件

(3)

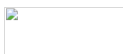
重置密码 - 更改密码

发件人: Agilent Technologies <no-reply@mailing.agilent.com> (由 01010187ee952e4-6596a5e-851d-417d-818c-bc9e654ed2b9-000000@us-west-2.amazonaws.com 代发)

时间: 2023年5月6日 (星期六) 上午10:17

收件人: 殷青含 <44920003@qq.com>

这不是腾讯公司的官方邮件。为了保护您的安全，内容中的图片未被显示。显示图片 信任此发件人的图片



请单击此处重置密码。
此操作将打开一个浏览器窗口，在该窗口中您将要求输入新的密码。

请注意，此链接的有效时间为 24 小时。

如果您需要帮助，请联系 Agilent 1-800-227-9770 或 support_e-commerce@agilent.com。

非常感谢，
安捷伦团队

(4)

重置密码

密码

确认密码

重置密码

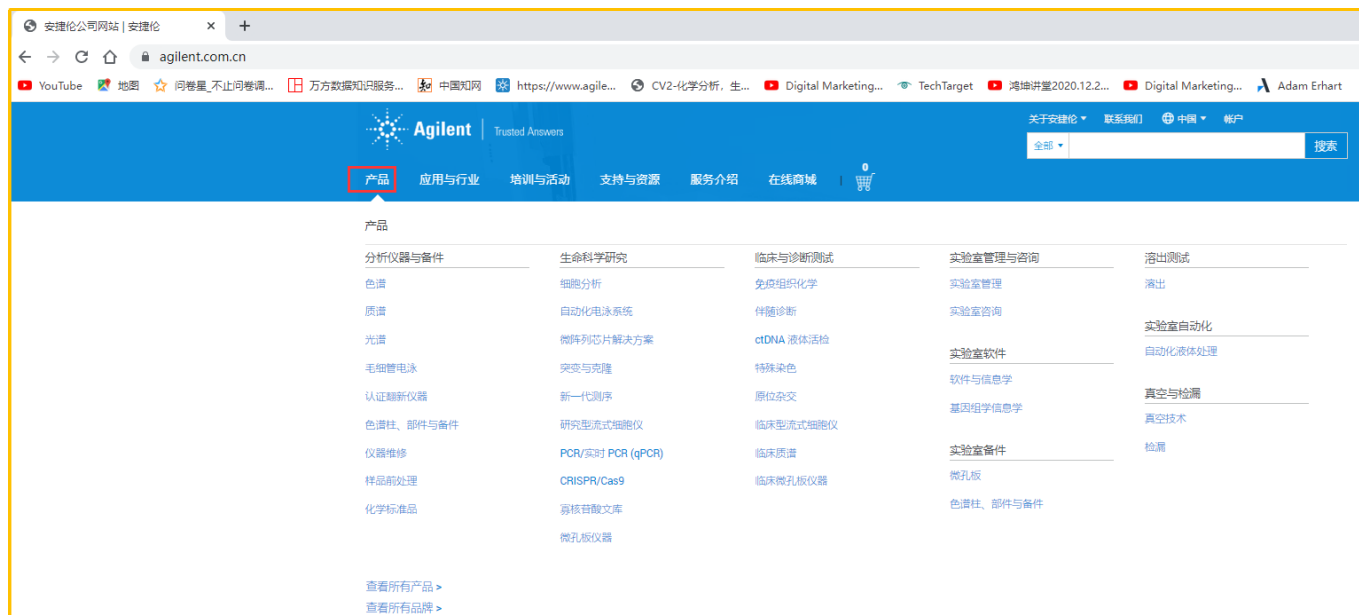
(5)

>> 3. 查询

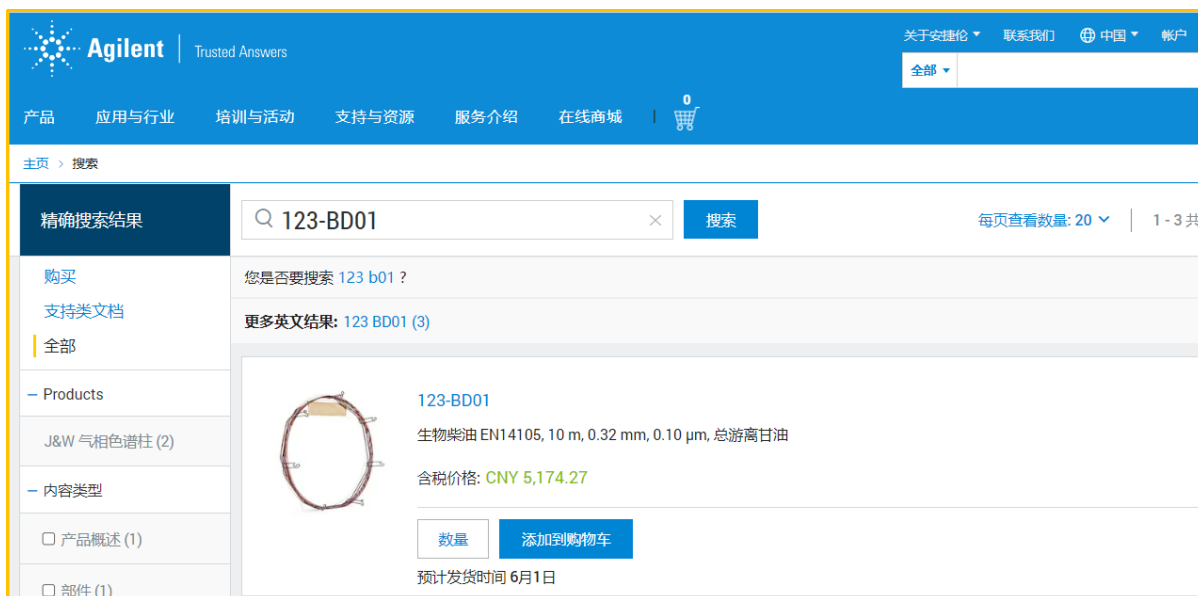
3.1 查找产品

- 您可以从安捷伦首页点击“产品”进入产品页面：

<https://www.agilent.com.cn/zh-cn/products>，根据产品分类进行查询。

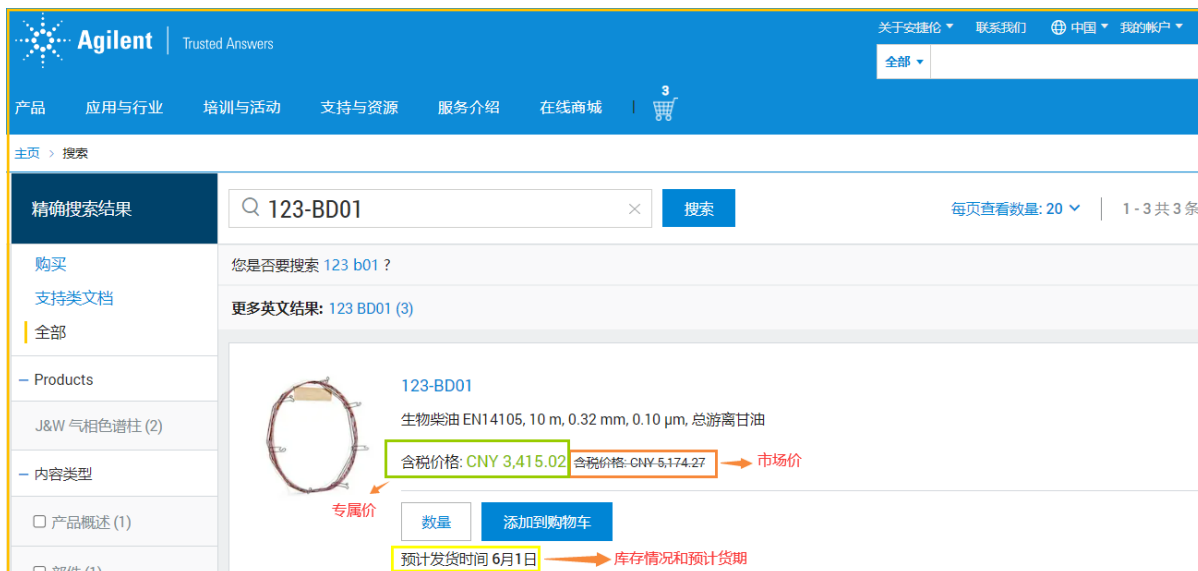


- 通过站内搜索,输入产品名称或货号,查询您需要的产品。



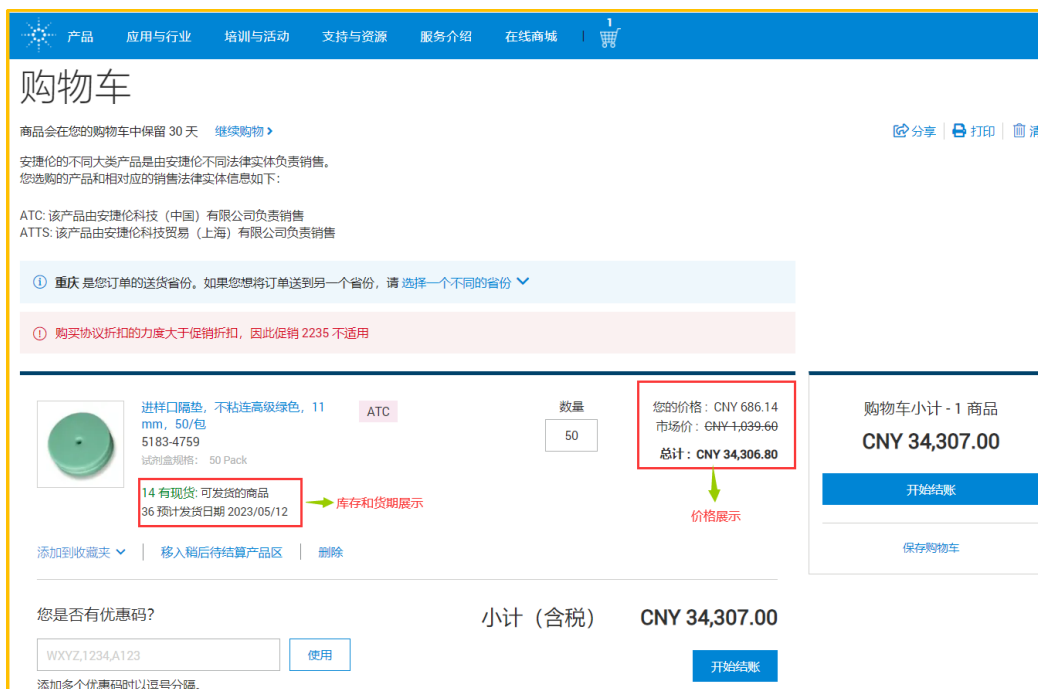
3.2 查询价格和库存情况

- 搜索出产品后,此页面将展示产品的市场价,专属价格(如您与安捷伦签订有专属价格)和库存情况。



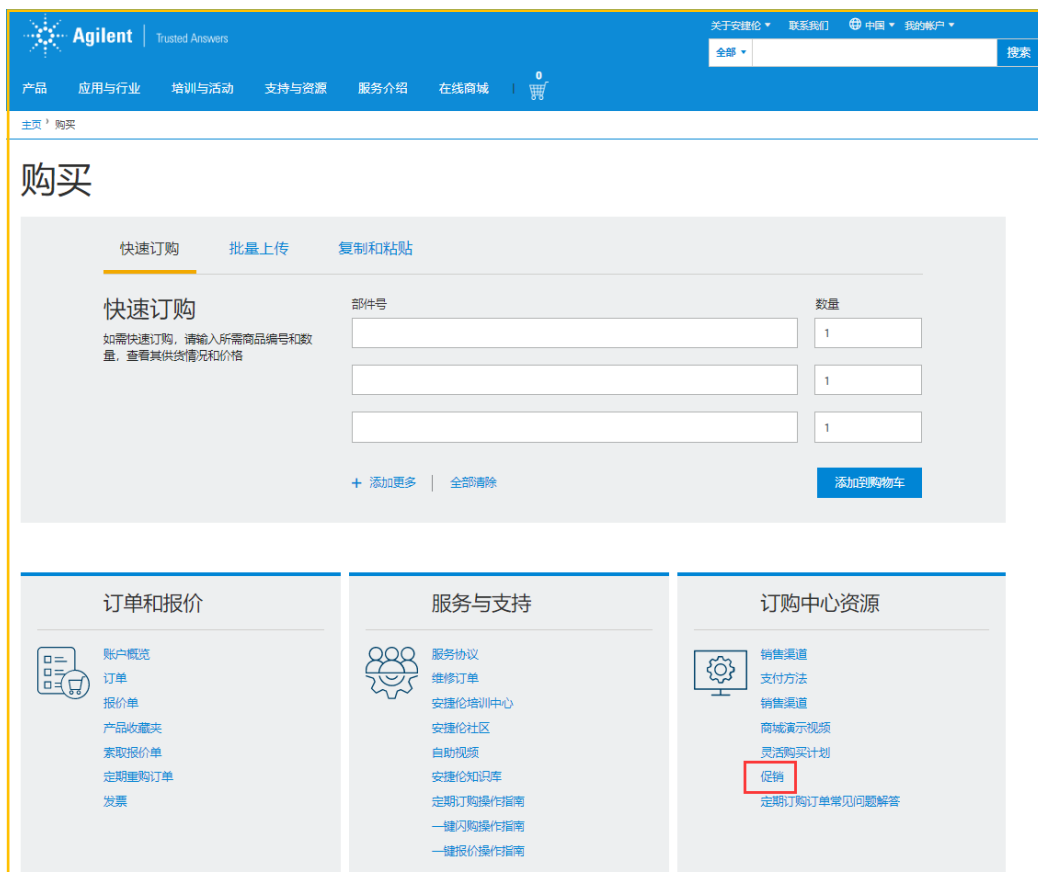


- 产品添加到购物车后,购物车页面将展示产品的市场价,专属价格(如您与安捷伦签订有专属价格)和库存情况。



3.3 查询促销和优惠

- 您可以通过官网首页的“在线商城”——“促销”查看全网活动。
(<https://www.agilent.com.cn/zh-cn/promotions-discounts-special-offers>)



>> 4. 订购

4.1 添加购物车

您可以通过以下四种方式将产品添加到购物车

1) 完成登录后，查找到所需产品，在相应的产品货号后填写数量，点击“添加到购物车”。

主页 > 购买 > 518925-902

部件号
部件号: 518925-902

Agilent TC-C18 色谱柱, 4.6 x 250 mm, 5 µm

★ 添加到收藏夹 ▼

含税价格:
CNY 3,820.53

1

添加到购物车

有现货

购物车

商品会在您的购物车中保留 30 天 [继续购物 >](#)

安捷伦的不同大类产品是由安捷伦不同法律实体负责销售。您选购的产品和相对应的销售法律实体信息如下：

ATC: 该产品由安捷伦科技（中国）有限公司负责销售
ATTS: 该产品由安捷伦科技贸易（上海）有限公司负责销售

① 上海 是您订单的送货省份。如果您想将订单送到另一个省份，请 选择一个不同的省份 ▼

商品	数量	市场价	总计
Agilent TC-C18 色谱柱, 4.6 x 250 mm, 5 µm 518925-902 试剂盒规格: 1 Each 有现货: 可发货的商品 ATC	1	CNY 3,820.53	总计: CNY 3,820.53

添加到收藏夹 ▼ | 删除

购物车小计 - 1 商品
CNY 3,820.53

开始结账

保存购物车

您是否有优惠码?

使用

添加多个优惠码时以逗号分隔。

小计 (含税) **CNY 3,820.53**

开始结账

2) 快速订购: 点击“在线商城”——“快速订购”，添加部件号和数量后点击“添加到购物车”，如需添加更多的产品，请点击“添加更多”。

Agilent | Trusted Answers

[关于安捷伦](#) | [联系我们](#) | [中国](#) | [我的帐户](#)

[产品](#) | [应用与行业](#) | [培训与活动](#) | [支持与资源](#) | [服务介绍](#) | 在线商城

全部 ▼

搜索

[主页](#) > [购买](#)

1

购买

快速订购

批量上传

复制和粘贴

快速订购

如需快速订购，请输入所需商品编号和数量，查看其供货情况和价格

部件号	数量
5080-8853	1
5183-4464	2
123-bd01	3

[+ 添加更多](#) | [全部清除](#)

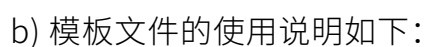
添加到购物车

3) 批量上传：

a) 点击“在线商城”——“批量上传”，下载模板文件，将您需要采购的产品填入文件中，选择文件，上传文件。

— 9 —

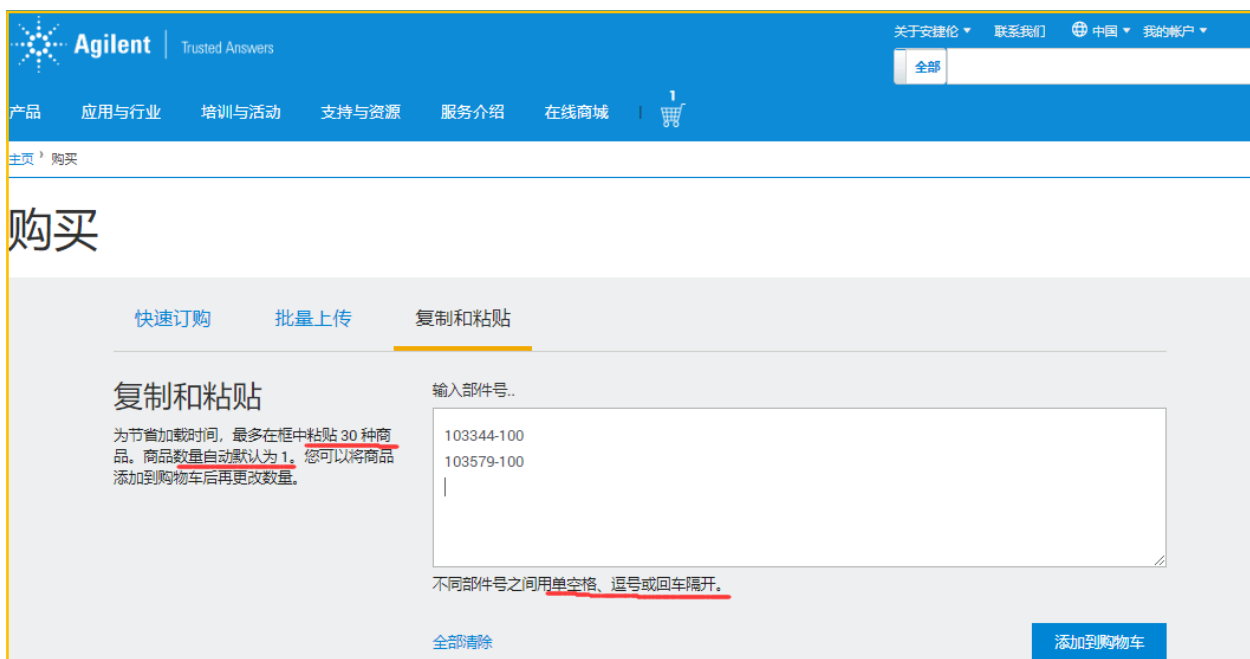
[回到顶部](#)



c) 产品上传成功, 点击“查看购物车”, 即可进入购物车页面; 点击开始结账, 则直接进入结算页面



- 4) 复制和粘贴: 点击“在线商城”——“复制和粘贴”, 将您需要采购的产品复制粘贴到空白处, 点击“添加到购物车”



4.2 应用促销代码

开始结账前, 如果您有产品相关的促销代码 (如“1234”), 请在购物车页面左边“您是否有优惠码”对话框中输入优惠码并单击“使用”。产品上方会有信息提示您的促销代码是否有效。





4.3 填写和核对结算信息

4.3.1 核对送货信息：

核对送货地址，填写收货联系人姓名和电话，补充详细的送货地址到栋/室栏位（如有）。

备注：如果您将送货地址修改为未认证地址，或者添加新的发货地址，安捷伦将人工审核此发货地址。

结算页

送货地址

安捷伦生物(杭州)有限公司
西湖区振中路208号
杭州市 浙江,310023
中国

[更改](#) | [添加新地址](#)

收货联系人*

张三

栋/室

2楼205号

电话*

123456

添加装箱单备注

- 如果点击“更改”，可以选择您名下已经存在的其他送货地址，也可将某个地址设置为默认地址。

结算页

送货地址

安捷伦生物(杭州)有限公司
西湖区振中路208号
杭州市 浙江,310023
中国

收货联系人*

张三

栋/室

2楼205号

产品(1)
优惠
运费和手续费
所含税费

更改送货地址

☒ **已认证地址** 安捷伦生物(杭州)有限公司 西湖区振中路208号, 杭州市, ZJ, 310023, China [编辑](#)

☐ 123 12345Test, China, AH, 529000, China [编辑](#) | [删除](#)

☐ 安捷伦 北京西路, 北京市, BJ, 612345, China [编辑](#) | [删除](#)

☐ 设为默认 [使用此地址](#)

买方信息

安捷伦生物(杭州)有限公司
西湖区振中路208号
杭州市 浙江,310023



- 如果点击“添加新地址”，可以添加新的送货地址，并使用此地址

结算页

送货地址 ¹

安捷伦生物(杭州)有限公司
西湖区振中路208号
杭州市 浙江 310023
中国

[更改](#) | [添加新地址](#)

买方信息

安捷伦生物(杭州)有限公司
西湖区振中路208号
杭州市 浙江 310023
中国

[更改](#) | [添加新地址](#)

付款

添加送货地址

公司 *

收货联系人 * 栋/室

街道地址 *

城市 *

省市 *
请选择

邮编 *

国家 *
China

电话 *

添加装箱单备注

[取消](#) [使用此地址](#)

4.3.2 填写采购单号：

请填写贵司内部采购单号，如贵司无内部采购单号，请自行决定如何填写，推荐填写登录名+当天日期(yyyymmdd)，如：张三20190430。

付款

客户采购订单号 *

[说明]：该字段是必填项。客户采购订单号是客户采购系统的采购订单号，如没有此订单号，请填写登录名+当天日期(yyyymmdd)，如：张三20190430。
[付款条款]：发票日90日内付款 (仅适用于耗材类产品)

是否有报价单号？（如果有-请填写入报价单号） [?]

如需额外添加订单确认邮件接收人，请填写邮件地址：

添加多个电子邮件时以逗号分隔



4.3.3 特殊说明：如您对订单有任何特殊要求，可填写在“其他特殊要求”栏中。

配送方式

☒ 标准送货

包装

☐ 装运项目合并为一次装运 
如您所购买的产品来自不同仓库发货，您将可能分批收到货物

☒ 如货品不全，现货先发 

其他特殊要求 

如您有任何其他特殊要求，请填写在此处

4.3.4 增值税发票：选择您的增值税发票类型，填写开票资料和发票递送信息

发票类型

☐ 增值税电子普通发票

☒ 增值税纸质专用发票

开票资料

客户名称 *

一天科技有限公司

纳税人识别号 *

12345678

注册地址和电话 * 请同时填写注册地址和电话

天府新区武汉路888号

开户银行 *

成都银行

银行账号 *

123456789

发票递送信息

客户名称 *

一天科技有限公司

城市 *

成都市

发票寄送地址 *

天府新区武汉路888号

邮政编码 *

610000

联系人 *

陈晓

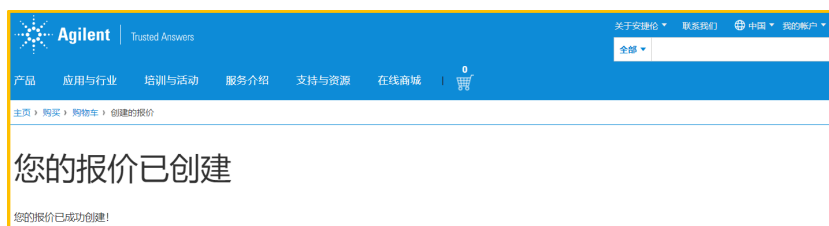
联系电话 *

13567890505

电子邮箱

4.4 提交

- 确认所有信息无误后, 请勾选“我已阅读并同意条款和条件”;
- 点击提交订单, 当出现感谢您的采购页面, 则说明订单已生成, 可点击订单号查看订单。
- 点击创建报价单, 当出现您的报价单已创建, 则说明报价单已经生成, 可点击报价单号查看报价单。



>> 5. 账户管理

5.1 管理账号信息

登录成功后, 点击右上角的“我的账户”---“账号信息”, 可以修改个人资料, 管理密码和送货信息等。



5.1.1 修改个人资料:

点击“编辑”后, 可修改注册的姓名, 如需更改注册邮箱地址或者公司名称, 请联系安捷伦。



 Agilent

资料

管理密码

账单和税务信息

送货信息

资料

[< 返回](#)

名

晓

姓

陈

电子邮件

联系安捷伦更改电子邮件地址

公司名称

联系安捷伦更改公司名称

取消

保存更改

5.1.2 管理密码：点击“编辑”后，可修改密码。

 Agilent

资料

管理密码

账单和税务信息

送货信息

管理密码

[< 返回](#)

当前密码 *

展示

新密码

展示

密码必须在 8-50 个字符之间

确认新密码 *

展示

取消

保存更改

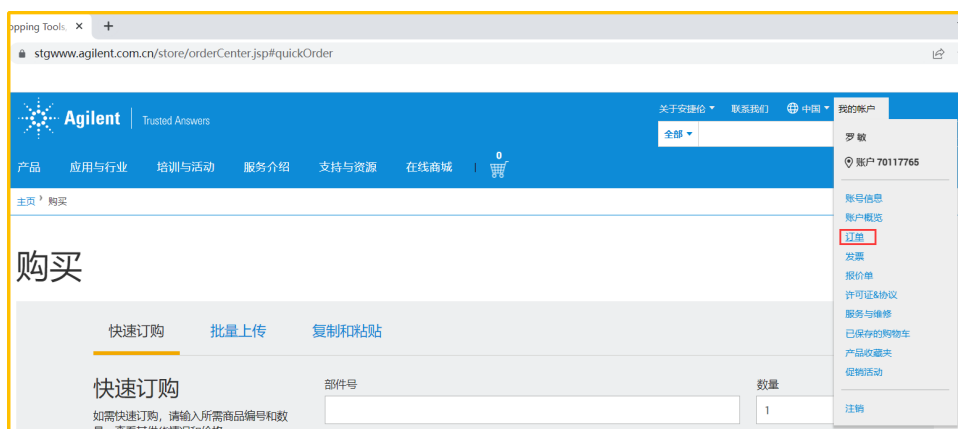
5.1.3 管理送货地址：

标注为“已验证”，代表此送货地址已经通过安捷伦的验证，可以直接发货到该地址；没有标注为“已验证”的送货地址，订单生成后，我们的商务将在48小时内对其进行验证，并做相应的订单处理。



5.2 查询订单和物流信息

提交订单后，如需查询订单或者物流进度，请登录安捷伦官网后，点击“我的账户”---“订单”进入订单页面。



5.2.1 查询订单：

进入订单页面后，您可以通过筛选查询，日期查询和订单状态查询订单。



5.2.2 下载订单记录：

进入订单页面后，您可以通过“下载订单”按钮导出订单记录；



The screenshot shows the '订单' (Order) page. On the left sidebar, there are navigation links like '账户概览', '订单', '增值税发票', etc. The main content area has tabs for '产品' (Product) and '按需服务' (On-demand Service). A '筛选' (Filter) box is present. On the right, there's a '排序方式' (Sort by) dropdown set to '日期' (Date). The '下载订单' (Download Order) button is circled in red, with a '10 总计' (Total 10) indicator next to it. Below this, there's a table showing order details for order number 0311686801, including item numbers, descriptions, and quantities.

5.2.3 查询物流情况：

方法一：进入订单页面后，点击“追踪”可直接进入货代公司官网，查看此运单的具体情况。



The screenshot shows the '订单' (Order) page. The '追踪' (Tracking) button is circled in red. The page displays order details for order number 0311923863, including item numbers, descriptions, and quantities. The status is '已交付 2023/04/27' (Delivered 2023/04/27).



The screenshot shows the CAE tracking page. It features a banner with the CAE logo and a table of tracking events. The table has columns for '序号' (Serial Number), '操作时间' (Operation Time), 'CAE订单号' (CAE Order Number), '客户订单号' (Customer Order Number), '位置' (Location), and '事件' (Event).

序号	操作时间	CAE订单号	客户订单号	位置	事件
1	2023-04-26 19:17:40	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	发放订单
2	2023-04-27 07:49:27	CAE702389208E	0416241720	虹桥操作部	CAE运单派派出库
3	2023-04-27 15:23:45	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单派送到达
4	2023-04-27 15:24:00	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单正常签收
5	2023-04-27 18:00:08	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	CAE运单预约派送

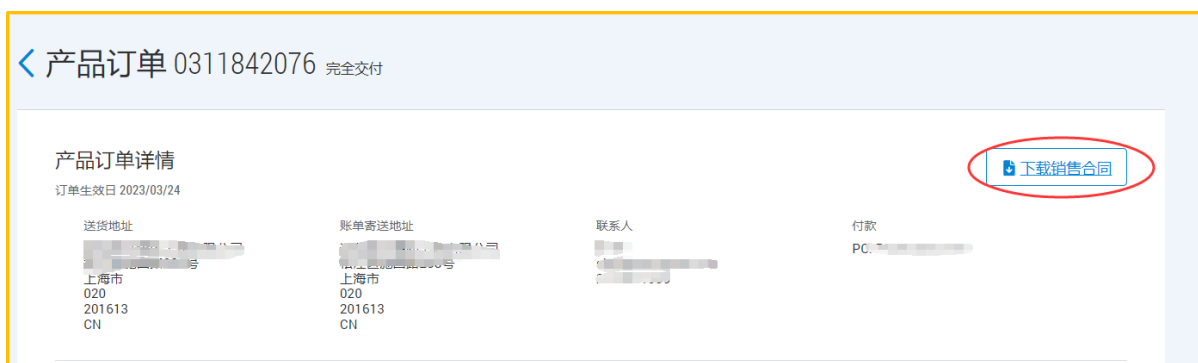
方法二: 点击订单号进入订单详情页面, 可查看货代公司名称和运单号, 点击“追踪运输”可直接进入货代公司官网, 查看此运单的具体情况;




序号	操作时间	CAE订单号	客户订单号	位置	事件
1	2023-04-26 19:17:40	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	发放订单
2	2023-04-27 07:49:27	CAE702389208E	0416241720	虹桥操作部	CAE运单派送出库
3	2023-04-27 15:23:45	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单派送到达
4	2023-04-27 15:24:00	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单正常签收
5	2023-04-27 18:00:08	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	CAE运单预约派送

5.3 下载电子销售合同

- 完成登录后, 点击“我的账户”---“订单”进入订单页面, 点击需要下载合同的订单号, 进入订单详情页面, 点击“下载销售合同”, 即可下载加盖安捷伦电子章的销售合同。
- 只有最终用户的线上订单才有“下载销售合同”按钮, 线下订单如需销售合同请联系安捷伦销售。



5.4 查询报价单和下载电子报价单

完成登录后, 点击“我的账户”---“报价单”进入报价单页面, 可以查询报价单, 下载电子报价单, 将报价单转为订单。



5.4.1 查询报价单：可以根据报价单号, 产品信息和报价单创建时间查询报价单。



5.4.2 下载电子报价单：点击“查看PDF”, 可以查看和下载加盖安捷伦电子章的报价单；



5.4.3 将报价单转为订单：点击“转为订单”进入接受报价单页面，确认信息无误后点击提交订单；



报价

产品 按需服务 服务合同

筛选 排序方式: 有效期限 1 总计

报价单号 0004353459 到期日 2023/05/19

CN¥3,415.02 查看 PDF 转为订单

部件号	产品描述	数量
123-BD01	生物柴油 EN14105, 10 m, 0.32 mm, 0.10 µm, 总游离甘油	1



接受报价 #0004353459

返回我的报价单

送货地址

① 请提供公司或单位地址，非家庭或私人住址。

谱尼测试集团上海有限公司
松江区施园路288号
上海市, 201613
中国

更改

收货联系人 * 汪中平

栋/室

电话 * 13761447534

添加装箱单备注

订单摘要

产品(1) CNY 3,415.02
运费和手续费 CNY 0.00

订单 (总计)
CNY 3,415.02

① 由于四舍五入的原因，网站此处计算的价格可能会与订单确认邮件中的价格有细微差别。请以订单确认邮件中的价格为准。

☐ 我已阅读并同意条款和条件

提交订单

安捷伦商城不接受未经授权经销商或中间商的订单。如需购买请线下联系安捷伦销售。

5.5 查询增值税发票

在您收货后，我们财务人员会为您开具增值税发票。如需查询，请您完成登录后，点击“我的账户”---“发票”进入增值税发票页面，查询增值税发票开票情况和纸质发票邮寄情况；



Agilent Trusted Answers

关于安捷伦 联系我们 中国

全部

产品 应用与行业 培训与活动 支持与资源 服务介绍 在线商城

主页 购买

购买

快速订购 批量上传 复制和粘贴

快速订购

如需快速订购，请输入所需商品编号和数量，查看其供货情况和价格

部件号

数量 1

我的账户

陈 晓

账户 70561316

账户信息

账户概览

订单

发票

报价单

许可证协议

服务与维修

已保存的购物车

产品收藏夹

促销活动

注销

- 根据增值税发票号, 销售订单号, 采购订单号, 时间段查询增值税发票;
- 点击增值税发票追踪号, 可查看纸质发票的邮寄情况;



Trusted Answers

[关于安捷伦](#) | [联系我们](#) | [中国](#) | [我的帐户](#)

[全部](#)

[产品](#) | [应用与行业](#) | [培训与活动](#) | [支持资源](#) | [服务介绍](#) | [在线商城](#) | [1](#)

[主页](#) > [购买](#) > [发票](#)

发票

① 如果您对发票或付款方式有任何疑问, 请 [联系我们](#).

根据发票号, 销售订单号, 采购订单号查询 根据时间段查询

前往

搜索
清除

点击快递单号可以查看发票邮寄情况 查看 最近 30 天

增值税发票	销售订单	订单日期	客户采购单号	发票类型	开票日期	增值税发票承运商	增值税发票追踪	增值税发票状态
08930180	0311923863	2023/04/26	PO2023021453	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311921123	2023/04/25	PO2023021350	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311912055	2023/04/21	PO2023020284	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311894860	2023/04/14	PO2023018965	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311880646	2023/04/10	PO2023017584	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票



Trusted Answers

[关于安捷伦](#) | [联系我们](#) | [中国](#) | [我的帐户](#)

[全部](#)

[产品](#) | [应用与行业](#) | [培训与活动](#) | [支持资源](#) | [服务介绍](#) | [在线商城](#) | [1](#)

[主页](#) > [购买](#) > [发票](#)

发票

① 如果您对发票或付款方式有任何疑问, 请 [联系我们](#).

根据发票号, 销售订单号, 采购订单号查询 根据时间段查询

前往

搜索
清除

点击快递单号可以查看发票邮寄情况 查看 最近 30 天

增值税发票	销售订单	订单日期	客户采购单号	发票类型	开票日期	增值税发票承运商	增值税发票追踪	增值税发票状态
08930180	0311923863	2023/04/26	PO2023021453	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311921123	2023/04/25	PO2023021350	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311912055	2023/04/21	PO2023020284	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311894860	2023/04/14	PO2023018965	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311880646	2023/04/10	PO2023017584	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票

增值税发票追踪

增值税发票运单号: 194987985413

日期和时间	地点	状态
2023 May 05, 17:17	北京市	顺丰速运 已收取快件
2023 May 05, 18:43	北京市	顺丰速运 已收取快件
2023 May 05, 18:43	北京市	快件运输中
2023 May 05, 19:37	北京市	快件在【北京朝阳新荟城营业点】完成分拣, 准备发往【华北航空枢纽(北京)】
2023 May 05, 19:38	北京市	快件已发车
2023 May 05, 20:11	北京市	快件到达【华北航空枢纽(北京)】
2023 May 05, 23:20	北京市	快件在【华北航空枢纽(北京)】完成分拣, 准备发往下一站
2023 May 06, 00:57	北京市	快件在【北京】飞往【无锡】顺丰专机上, 已起飞

>> 6. 技术支持



使用过程中遇到问题怎么办？

- 1) 方法一:联系您熟悉的安捷伦客户代表
- 2) 方法二:发送邮件至gr.china.ecommerce.ops@agilent.com

在获取支持前,请确认并提供的以下信息:

- a) 登录电子邮箱(特别重要), 联系人, 电话
- b) 使用的浏览器
- c) 报错/错误信息的描述或截图等

>> 7. 常见问题

7.1 注册/登录相关问题

Q

无法正常登录商城, 出现503/504等报错页面, 或者一直停留再空白页面, 怎么办?

A

请先确认网络运行正常后, 清除浏览器缓存或者换一个浏览器再尝试登录。如果还是无法正常登录, 请联系安捷伦技术支持。(推荐使用安捷伦支持的浏览器)

浏览器	版本号
谷歌 (Google Chrome)	88及以上版本 (非测试版本)
微软边缘 (Microsoft Edge)	110及以上版本 (非测试版本)
火狐 (Mozilla Firefox)	110及以上版本 (非测试版本)
苹果默认浏览器 (Safari)	16及以上版本 (非测试版本)

Q

多次密码输入错误, 账号被锁住怎么办?

A

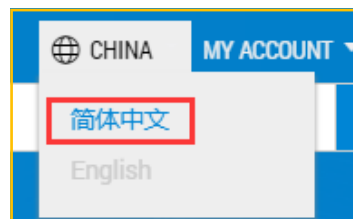
必须等待30分钟, 30分钟后将自动解锁。

Q

登录商城后, 看到英文界面怎么办?

A

在安捷伦官网首页右上角修改语言设置, 选择简体中文。



Q

在注册过程中, 用户收不到系统发出的验证邮件进行密码设置, 如何处理?

A

请确认已经完成注册信息填写和提交, 然后检查垃圾邮件中是否有来自安捷伦的验证邮件, 如仍然没有, 请联系安捷伦技术支持。



Q

准备登录时,忘记密码,怎么办?

A

登录页面点击“忘记密码”,您的注册邮箱将收到一封来自no-reply@mailing.agilent.com,主题为“重置密码 — 更改密码”的邮件,请单击邮件中的链接,此操作将打开一个浏览器窗口,在该窗口输入新的密码即可。(注:此链接的有效时间为 24 小时。)



7.2 添加购物车相关问题

Q

为什么我添加产品到购物车时,总是提醒我产品被移除购物车?

A

可能是由于您的账号问题,或者此产品本身不能继续在线售卖,请联系安捷伦技术支持。

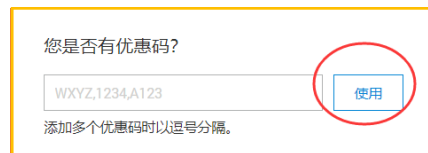
Q

我明明和安捷伦签订了采购协议,有固定的折扣,为什么添加产品后看不到我的折扣价?

A 首先, 请检查您是否完成登录, 只有完成登录后, 才能看到折扣价; 如果完成登录后仍然看不到折扣价, 请联系安捷伦技术支持。

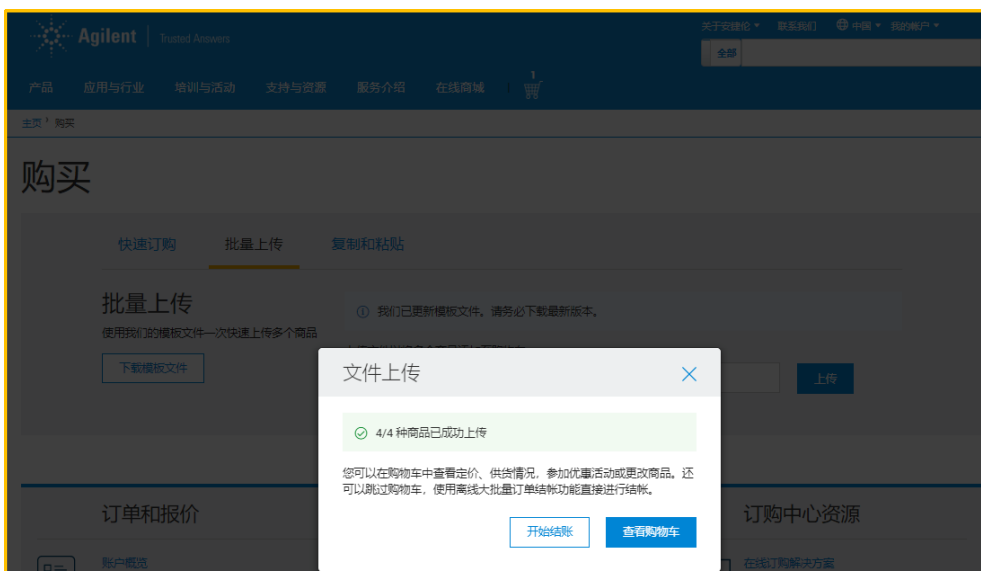
Q 输入促销优惠码后, 没有出现优惠的折扣价格?

A a. 有输入优惠码后, 点击“使用”后才能出现优惠的折扣价格。
b. 购物车的产品不适用于该优惠码。



Q 添加产品到购物车时是否有数量限制?

A 购物车中建议添加少于25个不同的产品部件号, 如果需要添加大于25个不同的部件号, 推荐使用批量上传, 然后直接点击“开始结账”。



Q 使用批量上传时, 为什么上传按钮是灰色不可使用的状态?

A 当您处于未登录状态时, 上传按钮则是灰色不可使用的, 请点击“账户”, 完成登录即可。





Q

已经添加产品到购物车，发现还需要增加一些产品，该如何操作？

A

请在购物车页面最下端的“您是否准备好所需产品”中继续添加产品即可。

您是否准备好所需的东西？

只需在下面输入部件号和数量，即可将产品添加至购物车。

部件号	数量
	1
	1
	1
	1
	1

[+ 添加更多](#) | [全部清除](#)

[添加到购物车](#)

Q

如何知道产品的货期？

A

产品详情页面或者购物车页面，产品会显示是否有现货，或产品预计发货日期（发货日期仅供参考）。

购物车

商品会在您的购物车中保留 30 天 [继续购物 >](#)

安捷伦的不同大类产品是由安捷伦不同法律实体负责销售。
您选购的产品和相对应的销售法律实体信息如下：

ATC: 该产品由安捷伦科技（中国）有限公司负责销售
ATTS: 该产品由安捷伦科技贸易（上海）有限公司负责销售

① 安徽是您订单的送货省份。如果您想将订单送到另一个省份，请 [选择一个不同的省份](#) ▼

① 购买协议折扣的力度大于促销折扣，因此促销 2235 不适用

 进样口隔垫，不粘连高级绿色，11 mm, 50/包 5183-4759 试剂盒规格：50 Pack 有现货: 可发货的商品	ATC	数量 2	您的价格: CNY 686.14 市场价: CNY 1,099.60 总计: CNY 1,372.27
添加到收藏夹 移入稍后待结算产品区 删除			
 生物柴油 EN14105, 10 m, 0.32 mm, 0.10 µm, 总游离甘油 123-BD01 试剂盒规格：1 Each 1 - 预计发货日期 2023/06/02	ATC	数量 1	您的价格: CNY 3,415.02 市场价: CNY 5,174.27 总计: CNY 3,415.02
添加到收藏夹 移入稍后待结算产品区 删除			



7.3 提交订单相关问题

Q 如何修改我的收货地址？

A 结算页面中的送货地址处，点击“更改”可以选择已存在的地址作为收货地址；点击“添加新地址”可以添加新的收货地址。

结算页

送货地址 1

谱尼测试集团上海有限公司
松江区施园路288号
上海市 上海,201613
中国

更改

添加新地址

Q 送货地址默认只有门牌号，是否可以添加更详细的收货地址？

A 可以的，如果需要添加更详细的收货地址，请在“栋/室内”处添加更详细的地址。

结算页

送货地址 1

谱尼测试集团上海有限公司
松江区施园路288号
上海市 上海,201613
中国

更改 | 添加新地址

收货联系人*

汪中平

栋/室

电话*

13761447534

添加装箱单备注

Q 如何把常用的收货地址设置为默认地址？

A 结算页面点击“更改”送货地址，选择常用的收货地址，勾选设为默认。

结算页

送货地址 1

谱尼测试集团上海有限公司
松江区施园路288号
上海市 上海,201613
中国

收货联系人*

汪中平

栋/室

更改送货地址

☒ 已认证地址 谱尼测试集团上海有限公司 松江区施园路288号, 上海市, SHG, 201613, China 编辑

☐ 已认证地址 谱尼测试集团上海有限公司 第三分公司, 徐汇区, 上海市, SHG, 200233, China 编辑

☐ 谱尼测试生物科技有限公司 德州平原经济开发区创达科技园110号, 济宁市, AH, 277600, China 编辑 | 删除

☐ 设为默认

使用此地址



Q

如何把常用的“收货联系人+电话”设置为默认自动填写？

A

选择送货地址，填写好收货联系人和电话，提交订单后，则自动保存此收货联系人和电话，下一次选择此送货地址，对应的收货联系人和电话则会默认自动填写。

结算页

送货地址 ①

上海松江区松江区
松江区松江区
上海市 上海,201613
中国

[更改](#) | [添加新地址](#)

收货联系人*

汪和平

栋/室

电话*

1376147534

添加装箱单备注

Q

客户采购订单号该怎么填写？

A

该字段是必填项，请填写贵司的采购订单号，如没有此单号，请自行决定如何填写，推荐填写名称+当天日期 (yyymmdd)，如：张三20190430。

付款

客户采购订单号 *

说明：该字段是必填项。客户采购订单号是客户采购系统的采购订单号，如没有此订单号，请填写登录名+当天日期(yyyymmdd)，如：张三20190430。

Q

增值税发票信息是否每次下单都需要填写？

A

不需要，当您第一次下单完成填写后，我们会保存您的发票信息，第二次下单时，此发票信息将会自动带出。如果您的发票信息有任何更改，请在此处更新后告知负责贵司的安捷伦销售。



发票类型

- ☐ 增值税电子普通发票
- ☒ 增值税纸质专用发票

开票资料

客户名称 *

一天科技有限公司

纳税人识别号 *

12345678

注册地址和电话 * 请同时填写注册地址和电话

天府新区武汉路888号

开户银行 *

成都银行

银行账号 *

123456789

发票递送信息

客户名称 *

一天科技有限公司

城市 *

成都市

发票寄送地址 *

天府新区武汉路888号

邮政编码 *

610000

联系人 *

陈晓

联系电话 *

13567890505

电子邮箱

Q

如果对购买的产品或者对此订单的发货安排有特殊需求, 怎么办?

A 请将具体需求明确填写在“其他特殊要求”中, 我们的商务人员将在48小时内对其进行评估, 并做相应的订单处理。鉴于人工处理时效, 请仅在必要情况下输入信息, 避免无效信息影响发货时长。

配送方式

- ☒ 标准送货

包装

- ☐ 装运项目合并为一次装运 ?
如您所购买的产品来自不同仓库发货, 您将可能分批次收到货物
- ☒ 如货品不全, 现货先发 ?

如果您对订单有其他特殊要求, 请在此输入。(注意, 特殊备注可能导致货期推迟。)

其他特殊要求 ?



Q 购物车和下单操作时,有时感觉网速慢,有什么办法吗?

A 如果先应用了促销代码,再添加其他产品,会影响速度,建议先把所有需要购买的产品添加到购物车,并更改好正确的数量,最后再应用促销代码。

Q 点击提交订单后,一直没有出现感谢页面,也没有出现订单号,怎么办?

A 可能是网络原因,请暂时先不要再次点击提交订单,请联系负责您的销售核实订单是否成功。

7.4 订单/物流/发票查询相关问题

Q 如果对订单有疑问,如何联系客服?

A 请发送邮件至 pdl-china-copc-b2c@agilent.com, 向我们的商务工作人员提供订单号和具体问题描述,以便商务人员快速处理回复您。

Q 如何查询历史订单?

A 登录后,点击右上角“我的账户”下的“订单”选项,即可查询历史订单;也可在订单页面点击“下载订单”导出历史订单。

Q 登录后,点击右上角“我的账户”下的“订单”选项,页面无法跳转或者跳转后页面中没有显示任何订单,怎么办?

A 请检查您使用的浏览器及浏览器版本,推荐使用以下浏览器,如果问题仍然存在,请联系技术支持。

浏览器	版本号
谷歌 (Google Chrome)	88及以上版本 (非测试版本)
微软边缘 (Microsoft Edge)	110及以上版本 (非测试版本)
火狐 (Mozilla Firefox)	110及以上版本 (非测试版本))
苹果默认浏览器 (Safari)	16及以上版本 (非测试版本)



Q

为什么我的订单详情页面中没有“下载销售合同”的按钮？

A 只有线上订单才有“下载销售合同”按钮，线下订单如需销售合同请联系安捷伦客户代表。

< 产品订单 0311923863 完全交付

产品订单详情

订单生效日 2023/04/26

送货地址

浙江安捷伦技术有限公司
 浙江省杭州市2000号
 上海市
 020
 201613
 CN

账单寄送地址

浙江安捷伦技术有限公司
 浙江省杭州市2000号
 上海市
 020
 201613
 CN

联系人

浙江安捷伦技术有限公司
 浙江省杭州市2000号
 上海市
 020
 201613
 CN

付款

PO: 201613
 CN

[下载销售合同](#)

Q

如何查询订单物流状态？

- A
- 登录后，点击右上角“我的账户”下的“订单”选项，进去订单页面，找到需要查询的订单号，点击“追踪”，直接跳转到货代公司网站。
 - 登录后，点击右上角“我的账户”下的“订单”选项，进去订单页面，点击需要查询的订单号，进入订单详情页面，可以看到货代公司名称和运单号，点击“追踪运输”可直接跳转到货代公司网站。

排序方式: 日期

[下载订单](#)
270 总计

订单号 0311923863
已交付 2023/04/27

[追踪](#)

部件号	产品描述	数量
5982-1010	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE, 50/包	1
5190-9625	样品瓶盖, ValueLab, 黑色, 螺口, 固定 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包	10

订单已生效
2023/04/26

客户采购单号
PO2023021453

增值税发票号
08930180

总计
CN¥7,047.81

< 产品订单 0311923863 完全交付

产品订单详情

订单生效日 2023/04/26

送货地址

谱尼测试集团上海有限公司
 松江区施园路288号
 上海市
 020
 201613
 CN

账单寄送地址

谱尼测试集团上海有限公司
 松江区施园路288号
 上海市
 020
 201613
 CN

联系人

李 萍
 shcg@ponytest.com
 2164851999

付款

PO: PO2023021453

下载销售合同

发货 1

交付日期 2023/04/27

追踪运输

承运商 民航快递
 CAE702389208E



Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE, 50/包
 5982-1010
 数量 1

CN¥1,991.29

Qty



样品瓶盖, ValueLab, 黑色, 螺口, 固定 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包
 5190-9625
 数量 10

CN¥5,056.52

Qty




订单 CAE702389208E 的状态如下: 查询成功!

序号	操作时间	CAE订单号	客户订单号	位置	事件
1	2023-04-26 19:17:40	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	发放订单
2	2023-04-27 07:49:27	CAE702389208E	0416241720	虹桥操作部	CAE运单派送出库
3	2023-04-27 15:23:45	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单派送到达
4	2023-04-27 15:24:00	CAE702389208E	0416241720	上海-上海市	CAE运单正常签收
5	2023-04-27 18:00:08	CAE702389208E	0416241720	上海分公司	CAE运单预约派送

Q 订购产品后, 如何获取我的发票和对账单?

A 在您收货后, 我们的财务人员会为您寄出/发送增值税发票。
您也可登录后, 点击右上角“我的账户”下的“发票”选项, 查询相关发票信息及状态。

[主页](#) > [购买](#) > [发票](#)

发票

① 如果您对发票或付款方式有任何疑问, 请联系我们。

前往

[搜索](#)
[清除](#)

[查看最近 30 天](#)

增值税发票	销售订单	订单日期	客户采购单号	发票类型	开票日期	增值税发票承运商	增值税发票追踪	增值税发票状态
08930180	0311923863	2023/04/26	PO2023021453	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311921123	2023/04/25	PO2023021350	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311912055	2023/04/21	PO2023020284	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311894860	2023/04/14	PO2023018965	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票
08930180	0311880646	2023/04/10	PO2023017584	增值税纸质专用发票	2023/05/05	顺丰	194987985413	已开票

- 32 -

[回到顶部](#)