

# 电子招聘系统常见问题解答

## 目 录

### 1. 一般性问题

- 1.1 什么是龙沙电子招聘系统？
- 1.2 应聘者可以将电子招聘系统用于什么方面呢？
  - a. 搜索招聘职位
  - b. 申请招聘职位
  - c. 注册简历库
  - d. 浏览器支持
- 1.3 我的资料安全吗？

### 2. 申请流程：进入系统

- 2.1 我是一名应聘者。该如何进入电子招聘系统呢？
- 2.2 我的电子邮箱地址已经注册了，该如何登录系统呢？
- 2.3 我忘记了密码和用户名，该怎么办？

### 3. 申请流程：输入资料，上传文件，编辑条目

- 3.1 为什么要提供两次简历、应聘信、证书等详细资料—输入到文本框一次后还要以附件形式上传一次？
- 3.2 我如何编辑个人概况中的内容？
- 3.3 我可以用一种以上的语言来输入我的信息吗？
- 3.4 个人概况中的每一个部分我都必须输入吗？
- 3.5 什么是快速跟踪选项？

3.6 我被要求在申请资料中附上另外一些文件。人力资源部可以直接看到我所有的文件还是需要重新申请？

3.7 我已经上传所有的应聘文件。如果我申请一个以上的职位，可以根据不同的职位申请选择不同的应聘资料作为附件吗？

3.8 提交了应聘申请之后应如何修改求职信？

#### **4. 申请流程：接下来将怎样？**

4.1 “候选人状况”告诉我什么信息？

4.2 谁可以访问我的申请资料和上传资料？

4.3 我的资料将会在电子招聘系统中储存多久？

4.4 我需要等多久才能收到申请的初步反馈？

## **5. 工作机会，搜索招聘职位**

- 5.1 我可以在电子招聘系统中找到什么类型的招聘职位？
- 5.2 我如何在电子招聘系统中搜索到合适的职位呢？
- 5.3 当我用德语输入“Chemiker”时为什么搜不到相应职位呢？
- 5.4 我如何申请龙沙全球子公司的职位？
- 5.5 我感兴趣的招聘职位都是最新的吗？
- 5.6 我申请了一个职位之后，发现职位代码改变了，我需要重新申请呢？还是我的申请将与正确的招聘职位相匹配？

## **6. 申请职位**

- 6.1 我如何在电子招聘系统中申请职位呢？
- 6.2 我如何同时申请多个职位？
- 6.3 当我申请了职位之后接下来将会怎样？
- 6.4 我该如何撤销职位申请？
- 6.5 我已经申请了一个职位。我的申请资料会自动与其他所有的招聘职位进行匹配吗？
- 6.6 我可以通过电子邮件或书面的应聘资料申请职位吗？

## 1. 一般性问题

### 1.1 什么是龙沙电子招聘系统？

电子招聘系统是一个全球性的龙沙在线招聘工具,它为龙沙公司与应聘者的交流提供便利。瑞士龙沙将率先使用在线招聘,其他所有的分公司先将在 2008 年夏陆续上线。请在互联网上查询最新进展。

### 1.2 应聘者可以将电子招聘系统用于什么方面呢？

#### a. 搜索招聘职位

应聘者可以搜索龙沙公司招聘人员(人力资源经理)发布的招聘职位。

#### b. 申请招聘职位

应聘者可以在线申请正在发布的职位。

#### c. 注册简历库

应聘者可以在简历库中注册并上传他们所有的申请文件,当合适的职位出现时他们就可以收到招聘职位的信息。如果应聘者的情况和职位的要求相匹配,将被要求申请该职位。

#### d. 浏览器支持

为了获得最佳的性能,请使用微软的浏览器 Internet Explorer。

### 1.3 我的资料安全吗？

电子招聘系统遵守瑞士数据保护法和龙沙公司内部的数据保护规定。

## 2. 申请流程：进入系统

### 2.1 我是一名应聘者,该如何进入电子招聘系统呢？

您可以通过网址 [@ Lonza / Jobs Schweiz](http://www.lonza.com/Careers) 进入系统。搜索

一个或多个职位并点击申请。

## 2.2 我的电子邮箱地址已经注册了，该如何登录系统呢？

进入网页 [www.Lonza.com / Careers @ Lonza / Jobs Schweiz](http://www.Lonza.com / Careers @ Lonza / Jobs Schweiz) 并选择“登陆”。然后点击链接“忘记密码”并输入您的电子邮箱地址。点击“提交”键之后您将会立即收到系统发出的电子邮件，里面有新的登陆信息（用户名和密码）。

## 2.3 如果忘记了密码，怎么办？

如果忘记了密码，可以点击页面上的“忘记密码”。将您的详细信息(My Profile)中的Email地址填写在接收新密码的邮箱地址栏内，提交密码申请后，新的密码将发至您的邮箱。

## 3. 申请流程：填写数据，上传文档，修改条目

### 3.1 为什么要提供两次简历、应聘信、证书等详细资料——在文本框输入后还要以附件形式上传？

在不同的条目上输入信息有助于招聘人员根据标准格式快速将应聘者进行比较，而上传附件则有助于招聘人员更全面地评估应聘者。

### 3.2 我如何编辑个人概况中的条目？

点击“Edit”按钮，您就可以修改相应的条目。您也可以使用“Delete”按钮来删除相应的条目。

### 3.3 我可以用一种以上的语言来输入我的资料吗？

当申请一个职位的时候，最好使用和职位发布相同的语言来提交信息。如果您希望在我们的求职申请库中注册，您可以使用任何您想用的语言。

### 3.4 个人概况中的每一个部分我都必须输入吗？

关于您的个人信息，技能和工作经验，填写越多越好。如果您选择了“快速跟踪”选项，

您只需填写带星号项即可。但您的申请中还应该包含常规资料，例如求职信和简历。

### 3.5 什么是快速跟踪选项？

如果您选择了“快速跟踪”选项，您只需要填写带星号项即可。但您仍然需要提交完整的申请资料，包括求职信和简历。

### 3.6 我被要求在申请资料中附上另外一些文件。人力资源部可以直接看到我所有的文件还是我需要重新申请？

人力资源部可以直接看到您新附加的文件，不需要重新申请。

### 3.7 我已经上传所有的应聘文件。如果我申请一个以上的职位，可以根据不同的职位申请选择不同的应聘资料作为附件吗？

您的个人信息发布后，相应职位的招聘人员都可以看到您的所有资料，您也可以在申请向导中为不同的职位添加不同的求职信。

### 3.8 我提交了应聘申请之后怎样才能修改求职信呢？

这种情况下，您需要先收回应聘申请，修改完求职信以后，重新提交申请。

## 4. 申请流程：接下来将怎样？

### 4.1 “应聘者状况”告诉我什么信息？

主要显示申请状态。包括申请是否被处理、拒绝，或是您是否将收到面试邀请等。

### 4.2 谁可以访问我的申请资料和上传的资料？

只有您本人可以查看上述资料。在您发布了个人信息并且同意查阅后，招聘人员才可以查看您的资料。请仔细阅读相应的资料保密声明，选择同意并遵守。您也可以随时锁定您的个人信息和文档，这样其他人将无法访问。

### 4.3 我的资料将会在电子招聘系统中储存多久？

这由您自己决定。只有您自己才有权利去处理您的数据。其他人无权这么做。

#### 4.4 我需要等多久才能收到申请的初步反馈？

您将在职位申请后的2-3 周内收到反馈。如果您已在我们的职位申请库中注册，一旦有和您的要求相匹配的职位，您马上就可以收到反馈。

### 5. 工作机会，搜索招聘职位

#### 5.1 我可以在电子招聘系统中找到什么类型的招聘职位

E-Recruiting的招聘通知面向公司内部和外部的应聘者。但目前您只能看到龙沙公司已  
在E-Recruiting公布的职位（见上文）

#### 5.2 如何在电子招聘系统中搜索到适合的工作？

若已经找到所期待的工作，您可以使用“直接申请”功能。另一种选择是输入您在杂志或报纸上找到的相关职位代码，然后使用“快速搜索”。通过“职位搜索”，您可以使用各种搜索条件，例如职能范围、国家、合同类型等等，来了解工作机会。您也可以保存搜索结果，“收藏夹”可保存您之前的搜索结果，你可以选择其中之一直接申请。

在申请状态下，您可以浏览已经提交的所有申请，也可以撤销个人申请。撤销的申请将不会再被任何人看到。

#### 5.3 当我用德语输入条件“Chemiker”时为什么搜不到职位呢？

您的申请界面的默认语言是英文。您可以用英文输入您的搜索条件（如“Chemist”），或者自行更改为德文的搜索设置。

#### 5.4 我如何申请龙沙全球子公司的职位？

目前只有瑞士龙沙的职位（Basel, Visp）以及英国龙沙的职位在我们的E-Recruitment系统中。若要搜索并申请我们子公司的职位，请登陆：[www.lonza.com / Working at Lonza / Careers @ Lonza](http://www.lonza.com/Working at Lonza/Careers @ Lonza)查看职位列表，您可根据自己的情况选择国家和工作。

我们将在e-recruitment中陆续增加更多的国家，您可以在“careers@lonza”的首页看到最新的信息。

#### 5.5 我查找的招聘职位都是最新的吗？

所有在www.lonza.com发布的职位都是每日更新的。

#### 5.6 我申请了一个职位之后，发现职位代码改变了，我需要重新申请还是我的申请会与正确的招聘职位相匹配？

即使相关代码发生了改变，您的申请仍然可以投递到正确的职位处。

### 6. 申请职位

#### 6.1 我如何在电子招聘系统中申请职位？

有两种方法。您可以申请一个您已经保存在收藏夹中的职位，也可以根据代码找到相关职位，然后使用直接申请功能。

#### 6.2 我如何能够同时申请多个职位？

如果您想要申请多个职位( E-Recruiting允许您最多申请三个不同的职位 )，可以在“搜索职位”处列出一个职位选择列表，标记您感兴趣的职位，点击“申请”，申请向导开启后您即可输入您的资料并上传相关资料，在最后一页点击“提交”后，完整的申请资料就传送到我们的数据库了。此时点击“后退”，即可返回搜索结果，并申请下一个职位。

#### 6.3 当我申请了职位之后接下来将会怎样？

首先，招聘人员( 人力资源经理 )将查看您的全部申请资料，如果信息与职位要求相匹配，招聘者会将您的推荐给相关负责人/经理，该负责人会进一步决定是否约您前来面试。

#### 6.4 我该如何撤销职位申请？

当您选择“申请”时，即可得到您已提交的所有申请的列表。选择列表中的申请，然后点击“撤销”或“删除”。

##### **非常重要**

当您点击“撤销”或“删除”时，会收到如下信息：“您不想继续进行此申请。请注意，您必须删除全部已填写的问卷以及求职信，如果想再次申请，必须重新输入这些资料。”

人力资源经理和招聘人员可以看到此申请状态发生了改变，但他们将不能再看到您的全部申请资料和相关文件。

#### 6.5 我申请了一个职位。我的申请资料会自动与其他所有的招聘职位进行匹配吗？

对于感兴趣的每个职位，您需要各个申请。也就是说您需要对每个感兴趣的职位提交申请。

我们仍将在人才资料库中寻找候选人，若您符合要求，我们将与您联系。

#### 6.6 我可以通过电子邮件或书面的应聘资料申请职位吗？

我们已经默认不再接收电子邮件和书面的求职申请。