

Press Release

REACTION BIOLOGY AND PHARMACORE LABS ANNOUNCE CHINA OUTREACH

Malvern, PA and Haimen, China, April 22, 2020

Reaction Biology Corporation (“RBC”), a US-based preclinical CRO with offices in Pennsylvania and Germany, and PharmaCore Labs (PCL) Co., Ltd, a Chinese firm with offices in Haimen, China, today announced a joint collaboration agreement in China. Under the terms of the agreement, PCL will supply business support and development personnel to RBC, as well as a staging facility for compound transshipment to the US. RBC will make its full suite of biochemical, cell, and in vivo assay services available to PCL for distribution in China. The arrangement is designed to make it more convenient for Chinese firms to use RBC’s services, and also allows RBC to invoice in yuan.

Dr. Haiching Ma, Chief Science Officer of RBC, said “While we have dozens of customers in China currently, the market is much bigger than we could address remotely. We’ve found that PCL has a deep knowledge of the China drug discovery market, and we’re happy to have their local expertise available to serve hundreds of potential customers in China. We offer services that are not otherwise available in China, including the largest panel of profiling and screening assays for over 730 kinases and 300 plus epigenetic targets, cell-based target engagement assays, and hollow fiber in vivo assays.”

Dr. Howard Zhang, President of PCL, said “RBC has a unique portfolio of services. Since more and more Chinese companies are gearing up to do early stage drug discovery, we believe the Chinese market will generate significant demand. PCL is one of the well-known CRO’s in China focusing on ion channel drug discovery and cardiac safety, with a client base covering over 50 % of Chinese pharmaceutical research labs. Our list of contacts in this industry will want to hear more from RBC.”

About RBC: Founded in 2001, RBC provides a full suite of preclinical drug discovery services to over 1600 customers worldwide. It maintains lab facilities in Malvern PA and Freiburg Germany, with sales offices in the US, Germany, France, the UK, and now China. www.reactionbiology.com

About PharmaCore Labs: PharmaCore Labs (PCL) Co., Ltd is a Chinese-foreign joint venture enterprise founded in 2013. The company is located in Haimen, Jiangsu Province with branch offices in Shanghai and New York. It is the first company in China to provide complete pre-clinical cardiac safety assessment platforms and ion channel targeted drug development. PCL provides a wide range of testing platforms from the cellular level to the whole animal level which follow GLP-similar guidelines for pre-clinical cardiac safety evaluation and ion channel targeted drug R&D. www.pharmacorelab.com

Contacts:

Dr. Haiching Ma
CSO – Reaction Biology Corporation
+1 610 722 0247
Haiching.ma@reactionbiology.com

Dr. Howard Zhang
President - Shanghai PharmaCore Labs, Inc
+86-513-6801-5201
h Zhang@pharmacorelab.com

欢迎访问 药渡

试用/购买 APP 微信公众号 English | 登录

NEW! 点击页面内蓝色内容可以直接去查看药物信息哦, 快试一下吧!

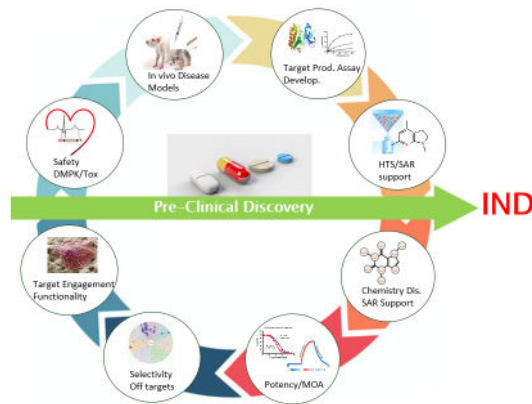


REACTION BIOLOGY 与科瑞斯宣布联手拓展中国业务

药渡 2020-4-21

收藏 分享

美国宾夕法尼亚州莫尔文, 中国上海, 2020年4月10日, Reaction Biology Corporation ('RBC') 与科瑞斯生物 (PCL) 今日宣布达成战略合作协议, 联手拓展在华业务。RBC 为临床前 CRO, 总部位于美国, 在宾夕法尼亚州与德国设有实验室; 科瑞斯生物是一家中国企业, 实验室设于中国上海及江苏海门。根据协议条款, PCL 将向 RBC 提供业务技术支持和市场开发人员, 以及化合物的储存及运输的后勤支持。RBC 将为 PCL 在华提供全套生物化学、细胞体内分析、动物疾病模型实验等新药研发服务平台。这一合作使得大量中国新药创新公司能够更方便、更有效地使用 RBC 的高质量、高性价比的药物研发服务平台。



RBC首席科学官 Haiching Ma 博士表示: “虽然我们目前在中国已有几十家客户, 但是由于地区的差别及地理位置的不同使得我们的新药研发业务只能覆盖到中国很小一部分市场。我们认识到 PCL 对中国新药研发市场长期经营了解颇深, 同时能借助他们已有的数百家中国客户及大量的潜在客户更有效地开拓市场。我们提供给中国药企的服务平台包括全球最大和最全的有 730 多种激酶和 300 多种表观遗传靶标的金标分析和筛选试验。”

PCL总裁 张之颢 博士说: “RBC 拥有从新药靶点验证到先导化合物的全程临床前药物研发服务平台, 可以弥补国内对高科技创新药研发技术的需求。由于越来越多的中国制药公司已广泛进入早期创新药研发的各个领域, 我们相信中国新药研发服务市场巨大。PCL 是一家中国知名 CRO, 专注于离子通道新药研发和临床前心脏安评, 客户群覆盖了超过 50% 的中国药物研发机构, 我们的客户对 RBC 研发平台充满期待。”

关于 RBC

RBC 成立于 2001 年, 已为全球 1600 多家客户提供全套临床前新药研发服务。公司在宾夕法尼亚州莫尔文和德国弗赖堡设有实验室, 并在美国、德国、法国、英国、日本以及中国设有销售办事处。

请输入关键字

热门推荐

- 恒瑞, 研发一哥的转型之路
- 全球肿瘤十大热门靶向药物和疗法 (上)
- 新《药品管理法》发布, 网售药品开绿灯, ...
- 全球肿瘤十大热门靶向药物和疗法 (下)
- 喜迎中秋, 来药渡APP免费礼品领回家
- 正大天晴研发管线全景分析
- 汇总! 药渡看靶点 全球新药研发竞争格局...

热门标签

- 仿制药
- 注册申报
- 企业动态
- 工艺与技术
- 会后报道
- 研究进展盘点
- 展览交易
- 药渡看台湾
- 热点解析
- 药渡咨询

药渡App——以药物为核心
打造信息闭环!

广告

关于科瑞斯生物

中外合资企业科瑞斯总公司成立于2013年，位于江苏省海门，在上海和纽约设有分支办事处。科瑞斯生物是国内第一家能提供全面临床前心脏安全评估平台及离子通道新药研发的企业，能够提供从细胞到整体动物的不同水平的测试平台。



收藏

该文章系转载，登载该文章目的为更广泛的传递行业信息，不代表本网赞同其观点或对其真实性负责。文章版权归原作者及原出处所有，文章内容仅供参考。本网拥有对此声明的最终解释权。

企业动态

相关阅读

起航！汇恩兰德承接多剂量&单剂量滴眼液CDMO业务



来源：药渡 2020-4-12

基石药业在台湾递交胃肠道间质瘤（GIST）精准靶向新药avapritinib的上市申请



来源：药渡 2020-3-30

【企业动态】天演药业与美国国立卫生院达成战略合作，共同开发新型CAR-T疗法

企业
动态

来源：药渡 2019-1-14

【企业动态】万春医药开启普那布林全球NDA注册--与美国FDA进行的普那布林NDA前的会议取得积极结果



来源: 药渡

2019-1-1

【企业动态】徐诺药业从勃林格殷格翰获得临床2期mTORC1/2抑制剂的全球独家权益



来源: 药渡

2018-12-23

[关于药渡](#) | [购买与服务](#) | [诚聘英才](#) | [帮助中心](#) | [联系我们](#)

客服电话: 400-851-9921 客服邮箱: data@pharmacodia.com 公司地址: 北京市海淀区上地五街昊海大厦

Copyright©2020 药渡经纬信息科技(北京)有限公司 电子与信息服务业务经营许可证151001号

京ICP备14047345I 京公安网备11010802017043号I(京)-经营性-2015-0023(互联网药品信息服务资格证书)



药渡APP



微信二维码

[友情链接](#): [生物谷](#) | [生物探索](#) | [新浪医药](#) | [投壶网](#) | [贝壳社](#) | [肤度时界](#) | [易科学](#) | [医药魔方](#) | [实验易购](#) | [生物360](#) | [化学加网](#) | [超凡知识产权](#)

[站长统计](#)