

平成25年11月25日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL：078-302-7075)

研究成果最適展開支援事業「A-STEP」採択に関するお知らせ

当社は、別紙の通り、当社及び北里大学 北里生命科学研究所（所長：中山哲夫、所在地：東京都港区）において共同で実施している研究課題である「マラリアキナーゼを標的とした新規マラリア治療薬の開発研究」が、独立行政法人科学技術振興機構の研究成果最適展開支援事業「A-STEP」の一つである「平成25年度第2回【産学共同促進】ステージ ハイリスク挑戦タイプ」に採択されたことについて、平成25年11月25日付で公表されましたので、お知らせいたします。

本研究課題の採択が当社グループの当期の連結業績に与える影響については軽微であります。翌期以降については精査のうえ、影響が大きい場合は確定次第すみやかにお知らせしてまいります。

以上

平成25年11月25日

関係者 各位

カルナバイオサイエンス株式会社

研究成果最適展開支援事業「A-STEP」採択に関するお知らせ

カルナバイオサイエンス株式会社（代表取締役社長：吉野公一郎、本社：神戸市中央区、以下「当社」という）は、北里大学 北里生命科学研究所（所長：中山哲夫、所在地：東京都港区、以下「北里生命科学研究所」という）と共同研究を行っている研究課題「マラリアキナーゼを標的とした新規マラリア治療薬の開発研究」（以下「本研究課題」という）が、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」という）の研究成果最適展開支援事業「A-STEP」の一つである「平成25年度第2回【産学共同促進】ステージ ハイリスク挑戦タイプ」（以下「ハイリスク挑戦タイプ」という）に採択されたことについて、平成25年11月25日付で公表されましたのでお知らせいたします。

記

1. 採択課題について

本研究課題は、当社が平成24年1月10日付で公表した「研究成果最適展開支援事業「A-STEP」採択に関するお知らせ」に記載の「平成23年度A-STEPフィージビリティスタディステージ（シリーズ顕在化タイプ）」の研究成果として見出された新規マラリア治療薬のリード化合物（以下「本リード化合物」という）の最適化研究を目的として、ハイリスク挑戦タイプの研究課題として採択されたものであり、日本初の新規抗マラリア治療薬の創出を最終目標としています。本研究課題における研究アプローチは、既存のマラリア治療薬とは異なる新規メカニズムに基づいており、近年問題となりつつある薬剤耐性マラリア原虫に対しても有効な新規マラリア治療薬となりうるものと期待しています。本研究課題では、本リード化合物の最適化を推進することで、薬剤耐性原虫に有効かつ経口投与可能な安全性の高い臨床開発候補化合物の創製を目指してまいります。

2. 「A-STEP」について

「A-STEP」(Adopted and Seamless Technology Transfer Program through Target-driven R&D) は大学・公的研究機関等（以下「大学等」という）で生まれた研究成果を基にした実用化を目指すための幅広い研究開発フェーズを対象とした技術移転支援制度です。今回、北里生命科学研究所との共同研究が研究課題として採択されたハイリスク挑戦タイプは、「顕在化したシリーズに関する特にリスクの高い項目に重点をおいた研究開発を行い、実用性検証や実証試験など実用化に向けた研究開発に繋がることを目的」としており、文部科学省が別途設定する「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」で提示されるビジョンのうち、「【豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊敬される国へ）：Smart Japan】」に資する研究分野として採択されたものであります。

A-STEP の概要及び採択課題の一覧ならびに革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）の概要等については、JST および文部科学省のホームページ（下記アドレス）をご参照ください。

<http://www.jst.go.jp/a-step/outline/index.html>

<http://www.jst.go.jp/pr/info/info995/besshil.html>

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/index.htm

3. 本研究課題の採択が業績に与える影響について

本研究課題の採択が当社グループの当期の連結業績に与える影響については軽微であります。翌期以降については精査のうえ、影響が大きい場合は確定次第すみやかにお知らせしてまいります。

以 上

（ご参考）

北里生命科学研究所の概要

- (1) 名 称： 北里大学 北里生命科学研究所
- (2) 所 長： 中山 哲夫
- (3) 所 在 地： 東京都港区白金5丁目9番1号
- (4) 設 立 年 月： 平成13年4月
- (5) 事 業 内 容： 感染症と創薬を中心とした生命科学領域の基礎研究・応用研究と高度専門教育
- (6) WEB サ イ ト： <http://www.kitasato-u.ac.jp/lisci/index.html>

【本件に関する問い合わせ先】

カルナバイオサイエンス株式会社

経営企画部 IR担当

TEL：078-302-7075