



平成 21 年 6 月 23 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. 078-302-7039)

科研製薬株式会社との共同研究開始のお知らせ

当社は、科研製薬株式会社（以下、「科研製薬」）との間で、下記のとおり共同研究に関する契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 共同研究契約締結の理由

当社と科研製薬とは、科研製薬の医薬品研究開発の実績に基づく豊富な知見と、当社のキナーゼ創薬に関して蓄積された創薬基盤技術を組み合わせることにより、共同で特定のキナーゼを阻害する医薬品（以下、「キナーゼ阻害薬」）の創製を目指すことで合意に至ったものです。

2. 共同研究締結の内容

当社と科研製薬とは、現在、創薬研究において最も注目されている分子標的治療薬に関し、低分子有機化合物のキナーゼ阻害薬の創製を行うべく、平成 21 年 7 月 1 日より共同研究を開始しました。

なお、本共同研究による今後の業績に与える影響は、軽微であります。

以 上

(ご参考)

科研製薬の概要

(1) 名 称	科研製薬株式会社
(2) 代 表 者	代表取締役社長 乾 四朗
(3) 所 在 地	東京都文京区本駒込 2-28-8
(4) 設 立 年 月 日	昭和 23 年 3 月 1 日
(5) 当社との関係	人的・資金的・取引関係は一切ありません。

カルナバイオサイエンスの概要

(1) 名 称	カルナバイオサイエンス株式会社
(2) 代 表 者	代表取締役社長 吉野公一郎
(3) 所 在 地	神戸市中央区港島南町 1 丁目 5 番 5 号
(4) 設 立 年 月 日	平成 15 年 4 月 10 日
(5) 事 業 内 容	キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた製品・サービスの販売 (創薬支援) および医薬品の研究・開発 (創薬)

【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
経営管理本部 経営企画部 I R 担当
TEL : 078-302-7075