

平成24年 7 月20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)

科研製薬株式会社との共同研究契約終了について

当社は、平成24年 6 月30日をもって、科研製薬株式会社（代表取締役社長：大沼哲夫、本社：東京都文京区、以下「科研製薬」という）との共同研究契約を終了いたしましたので、お知らせいたします。

当社と科研製薬は、平成21年 7 月 1 日より、特定のキナーゼを標的とした低分子キナーゼ阻害薬の創製を目的として共同研究（以下「本共同研究」という）を行ってまいりましたが、両社は本共同研究において一定の成果を上げたことから、両社合意のもとに、本共同研究契約を終了することと致しました。

今後、当社は、現在重点領域としているガン領域に社内の研究リソースを重点配分し、患者さんにとって福音となる製品を一日も早く提供することを目指して、より一層の選択と集中を図ってまいります。

なお、本共同研究契約の終了が、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。本日公表の「マイルストーン開示に係る事業計画の修正について（平成24年12月期～平成26年12月期）」に、修正後の創薬事業における事業計画の概要を記載しておりますので、あわせてご参照ください。

以 上