





平成27年5月11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 経営管理本部長 吉野 公一郎

(TEL: 078-302-7075)

## 国立研究開発法人国立がん研究センターとの共同研究契約延長のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長: 堀田知光、所在地:東京都中央区)と、平成23年5月20日付で締結したキナーゼタンパク質を標的とした新規がん治療薬の創製を目的とする共同研究契約の延長契約(以下「本延長契約」という)の締結について、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本延長契約の期間

平成27年4月1日から平成29年3月31日までの2年間

2. 本延長契約が当社業績に与える影響について

本延長契約の締結が連結業績に与える影響については軽微と判断しておりますが、今後の 見通しに重大な影響があった場合には、速やかに適時開示によりお知らせいたします。

以上