

平成25年3月15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)

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成25年2月22日の取締役会決議に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、公正価格にて有償で発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	4名	2,901個 (2,901株)
当社監査役	3名	200個 (200株)
当社従業員	50名	3,549個 (3,549株)
当社子会社取締役	1名	300個 (300株)
当社子会社従業員	2名	140個 (140株)

2. 新株予約権の総数

7,090個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 7,090株

以上