

平成25年 9 月 9 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)

株式会社ProbeXを完全子会社化する簡易株式交換における 株式交換比率の確定に関するお知らせ

平成25年 9 月 4 日にお知らせいたしました、当社と株式会社ProbeX（本社：東京都文京区、代表取締役社長：木村廣道、以下「ProbeX」という）との簡易株式交換（以下「本株式交換」という）における株式交換比率が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. 株式交換比率

(1) 株式交換比率の確定数値

当社は、本株式交換において、ProbeXの普通株式数に、以下の方法により算出される株式交換比率を乗じて得られた数の当社普通株式を割当交付することといたしましたが、確定した株式交換比率は以下の通りとなりました。

$$\begin{aligned} \text{株式交換比率} &= \text{ProbeX普通株式 1 株の株価 1,465円} / \text{当社普通株式 1 株の平均株価} \\ &= 1,465\text{円} / 78,338\text{円} \\ &= 0.0187 \end{aligned}$$

(2) 当社普通株式 1 株の株価算定結果

当社普通株式は、株式会社東京証券取引所JASDAQグロースに上場されており、市場価値が存在することから市場株価平均方法に基づく分析を行うこととしましたが、東京証券取引所JASDAQグロースにおける、平成25年 9 月 2 日（同日を含む）から平成25年 9 月 9 日（同日を含む）までの各取引日における当社普通株式の 1 株当たりの売買高加重平均株価の平均値（ただし、小数点以下を四捨五入とする）に基づいて算出した結果、当社普通株式 1 株の平均株価は 78,338円となりました。

日付	当社普通株式 1 株当たりの 売買高加重平均価格
平成25年 9 月 2 日（月）	67,812.4688 円
〃 9 月 3 日（火）	71,102.7778 円
〃 9 月 4 日（水）	80,449.8275 円
〃 9 月 5 日（木）	92,727.1925 円
〃 9 月 6 日（金）	80,864.1822 円
〃 9 月 9 日（月）	77,070.2415 円
平 均 株 価	78,338 円

2. 本株式交換に係る割当の内容

	当社 (株式交換完全親会社)	ProbeX (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	0.0187

(1) 株式の割当比率

ProbeXの普通株式1株に対して、当社の普通株式0.0187株を割当交付します。

(2) 本株式交換により交付する当社の株式数

当社は、本株式交換により、2,806株を新株発行します。本新株発行による希薄化率は、3.4%であります。

以 上