

平成 21 年 11 月 25 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)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 13 日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発 行 価 格	1 株につき	62,000 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額		310,000,000 円
(3) 払 込 金 額	1 株につき	58,950 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額		294,750,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	147,375,000 円
	増加する資本準備金の額	147,375,000 円
(6) 申 込 期 間	平成 21 年 11 月 26 日(木) ～ 平成 21 年 11 月 27 日(金)	
(7) 払 込 期 日	平成 21 年 12 月 2 日(水)	

(注)引受人は払込金額にて買取引受を行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数	750 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき 62,000 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	46,500,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 21 年 11 月 26 日(木) ～ 平成 21 年 11 月 27 日(金)
(5) 受 渡 期 日	平成 21 年 12 月 3 日(木)

3. 第三者割当による新株式発行(上記 2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1) 払 込 金 額	1 株につき	58,950 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	44,212,500 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	22,106,250 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	22,106,250 円
(4) 申込期間(申込期日)	平成 21 年 12 月 24 日(木)	
(5) 払 込 期 日	平成 21 年 12 月 25 日(金)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

＜ご参考＞

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	<u>平成 21 年 11 月 25 日(水)</u>	<u>65,500 円</u>
(2) ディスカウント率		<u>5.34%</u>

2. シンジケートカバー取引期間

平成 21 年 11 月 30 日(月)から平成 21 年 12 月 22 日(火)まで

3. 調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 330,662,000 円については、創薬研究の成功確率を高めることにより、創薬事業の今後の成長を確固たるものとする目的で、研究開発資金（主に国立がんセンターとの共同研究に係る前臨床試験費用等の研究開発費（主に人件費や外注費等）、並びに製薬企業等との共同研究及び自社研究に係る研究開発費等）に充当いたします。各年度の充当予定額は、平成 22 年 12 月期に 180,331,000 円、平成 23 年 12 月期に 150,331,000 円であります。なお、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品で運用する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。