

2025 年 9 月 19 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：4572)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
 (TEL. 078-302-7075)

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」でお知らせしました新株式の発行に関し、2025 年 9 月 19 日に手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

新株式発行の概要

(1) 発行する株式の種類 及 び 数	当社普通株式 35,000 株
(2) 発行 価 額	1 株につき 220 円
(3) 発行 総 額	7,700,000 円
(4) 募 集 又 は 割 当 方 法	特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(5) 出 資 の 履 行 方 法	金銭債権の現物出資による。
(6) 割 当 て の 対 象 者 及 び その人数並びに割り当てる 株 式 の 数	当社従業員 1 名 35,000 株
(7) 払 込 期 日	2025 年 9 月 19 日

以上