

2026 年 1 月 30 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 山本 詠美  
(TEL：078-302-7075)

**(訂正)「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却並びに第三者割当による無担保社債（私募債）、新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株式の発行に関するお知らせ」の一部訂正について**

2026 年 1 月 29 日付にて開示いたしました「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却並びに第三者割当による無担保社債（私募債）、新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株式の発行に関するお知らせ」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正の内容

冒頭記載

(訂正前)

当社は、当社が 2025 年 7 月 11 日開催の取締役会決議に基づき発行したカルナバイオサイエンス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第1回新株予約権付社債」といいます。）につきまして、2026 年 1 月 29 日開催の取締役会において、2025 年 2 月 17 日付で残存する第1回新株予約権付社債の全てを買入消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

(訂正後)

当社は、当社が 2025 年 7 月 11 日開催の取締役会決議に基づき発行したカルナバイオサイエンス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第1回新株予約権付社債」といいます。）につきまして、2026 年 1 月 29 日開催の取締役会において、2026 年 2 月 17 日付で残存する第1回新株予約権付社債の全てを買入消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

以上