

2021年4月1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)

行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当て）の
 月間行使状況に関するお知らせ

当社が2019年7月29日に発行した行使価額修正条項付き第18回新株予約権の2021年3月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 銘 柄 名	カルナバイオサイエンス株式会社第18回新株予約権
(2) 対象月間の交付株式数	一株
(3) 対象月間中に行使された新株予約権の数および発行総数に対する率	一個
(4) 2021年2月28日時点における未行使の新株予約権の数	430個 (430,000株)
(5) 現時点における未行使の新株予約権の数	430個 (430,000株)

※行使比率は小数点以下第3位を切捨てしております。

(6) 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数 (株)		行使価額 (円)	行使された新株予約権の数 (個)
	新株	移転自己株式		
3月1日 (月) ~ 3月31日 (水)	—	—	1,683	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：12,407,100株〔うち自己株式数：5,124株〕

(7) 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

①すべての回数を合算した 交付株式数（株）	②発行の払込日時点における 上場株式数（株）	③行使制限に係る行使比率 (①/②) (%)
—	10,866,400	—

※行使比率は小数点以下第3位を切捨てしております。

以 上