

平成30年11月 8 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16回新株予約権（第三者割当て）の大量行使に関するお知らせ

当社が平成29年7月10日に発行した行使価額修正条項付き第16回新株予約権につきまして、平成30年11月1日から11月8日までの期間において大量行使がありましたので、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16回新株予約権
(2) 月 初 からの 交 付 株 式 数	101,000株
(3) 月初からの行使された新株予約権の数および発行総数に対する行使比率	101個（発行総数の10.86%）
(4) 平成30年10月31日時点における未行使の新株予約権の数	547個（547,000株）
(5) 現 時 点 に お け る 未 行 使 の 新 株 予 約 権 の 数	446個（446,000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) 平成30年11月1日からの行使状況

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		
11月1日（木）	—	—	1,053	—
11月2日（金）	17,000	—	1,078	17
11月5日（月）	7,000	—	1,106	7
11月6日（火）	60,000	—	1,129	60
11月7日（水）	—	—	1,129	—
11月8日（木）	17,000	—	1,170	17

※対象月の前月末時点における発行済株式数：9,779,600株〔うち自己株式数：2,065株〕

以 上