

平成26年2月3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：078-302-7075)

行使価額修正条項付き第14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

平成26年1月における行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の月間行使状況につきまして、下記の通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14回新株予約権 |
| 2. 平成26年1月1日からの交付株式数 | 一株 |
| 3. 平成26年1月1日からの行使額面総額 | 一円 |
| 4. 平成25年12月31日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,651個（565,100株） |
| 5. 平成26年1月31日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,651個（565,100株） |
| 6. 平成26年1月1日からの行使状況 | 該当事項はありません。
※12月31日時点における発行済株式数：8,265,000株
〔うち自己株式数：一〕 |

(注) 当社は、平成26年1月1日を効力発生日として1株を100株に株式分割するとともに単元を100株とする単元株制度の採用を行いました。上記未行使の新株予約権の数に記載の株式数及び12月31日時点における発行済株式数は分割後の数で表示しております。

以 上