

平成25年11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 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25年10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25年10月1日からの交付株式数 | 一株 |
| 3. 平成25年10月1日からの行使額面総額 | 一円 |
| 4. 平成25年9月30日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,651個（5,651株） |
| 5. 平成25年10月31日時点における未行使の新株予約権の数 | 5,651個（5,651株） |
| 6. 平成25年10月1日からの行使状況 | 該当事項はありません。 ※9月30日時点における発行済株式数：79,844株〔うち自己株式数：一〕 |

以 上