

平成23年8月5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)

特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成23年12月期第2四半期（平成23年4月1日～平成23年6月30日）において、下記の通り特別損失を計上することとなりましたのでお知らせいたします。また、特別損失の計上にともない、平成23年12月期の第2四半期累計期間（平成23年1月1日～平成23年6月30日）及び通期（平成23年1月1日～平成23年12月31日）の連結業績予想を、下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。

記

1. 特別損失の内容

その他有価証券に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認められないものについて、特別損失として投資有価証券評価損58,877千円を連結、個別それぞれに計上いたします。

2. 業績予想の修正内容

1) 平成23年12月期第2四半期累計期間連結業績予想の修正（平成23年1月1日～平成23年6月30日） (単位：百万円)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-----------------|
| 前回公表予想 (A) | 337 | △178 | △122 | △140 | △2,397.88円 |
| 今回修正予想 (B) | 312 | △187 | △129 | △205 | △3,502.25円 |
| 増減額 (B-A) | △24 | △9 | △6 | △64 | |
| 増減率 (%) | △7.3 | — | — | — | |
| (参考) 前期 (平成22年12月期) 第2四半期実績 | 323 | △181 | △150 | △157 | △2,687.36円 |

(参考) 個別業績予想の修正 (単位：百万円)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-----------------|
| 前回公表予想 (A) | 305 | △180 | △125 | △143 | △2,436.75円 |
| 今回修正予想 (B) | 280 | △193 | △135 | △211 | △3,604.96円 |
| 増減額 (B-A) | △24 | △13 | △10 | △68 | |
| 増減率 (%) | △8.1 | — | — | — | |
| (参考) 前期 (平成22年12月期) 第2四半期実績 | 297 | △176 | △145 | △152 | △2,591.83円 |

2) 平成23年12月期通期連結業績予想の修正（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

（単位：百万円）

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 |
|---------------------------|-----|------|------|-------|-----------------|
| 前回公表予想（A） | 770 | △254 | △200 | △221 | △3,764.39円 |
| 今回修正予想（B） | 770 | △254 | △200 | △279 | △4,767.24円 |
| 増減額（B－A） | — | — | — | △58 | |
| 増減率（%） | — | — | — | — | |
| （参考）前期（平成22年12月期） 通期実績 | 571 | △398 | △370 | △397 | △6,763.89円 |

（参考）個別業績予想の修正

（単位：百万円）

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 |
|---------------------------|-----|------|------|-------|-----------------|
| 前回公表予想（A） | 696 | △263 | △210 | △230 | △3,925.26円 |
| 今回修正予想（B） | 696 | △263 | △210 | △289 | △4,928.11円 |
| 増減額（B－A） | — | — | — | △58 | |
| 増減率（%） | — | — | — | — | |
| （参考）前期（平成22年12月期） 通期実績 | 531 | △380 | △352 | △379 | △6,465.09円 |

3. 業績予想修正の理由

上記「1. 特別損失の内容」に記載の通り、特別損失として投資有価証券評価損58,877千円を連結、個別それぞれに計上することとなりましたが、それにより、連結及び個別の当期純利益の業績予想が前回公表予想を下回る見込みとなったためであります。

なお、平成23年12月期第2四半期累計期間における売上高、営業利益及び経常利益については、ほぼ計画通りと予想しております。また、通期連結業績予想における売上高、営業利益及び経常利益については、前回公表予想を変更しておりません。

（注）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上