

Etický kodex obchodních partnerů společnosti Cayman Pharma s.r.o.

Společnost Cayman Pharma s.r.o. (dále jen "CP") podporuje úsilí dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech aspektech podnikání a jejím cílem je naplňovat nejvyšší etické, společenské a environmentální standardy. Naše obchodní partnery chápeme jako důležitou součást úspěšného uplatňování této politiky, a proto naše společnost usiluje o spolupráci především s partnery, kteří sdílí obdobný závazek podnikat eticky a společensky a environmentálně zodpovědně.

Níže uvedená očekávání CP nemají za cíl nahradit jakékoliv platné legislativní či regulatorní předpisy nebo smluvní závazky vůči CP.

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že:

- Nebudou využívat žádný typ nucené či nedobrovolné práce
- Nebudou využívat dětskou práci
- Budou přijímat jen ty uchazeče o zaměstnání, kteří splňují místní pracovně-právní předpisy.
- Nebudou
 - zadržovat průkazy totožnosti zaměstnanců nebo jejich cestovní doklady jako je cestovní pas, pracovní povolení či řidičský průkaz, či jinak bránit zaměstnancům v přístupu k těmto jejich dokumentům
 - vybírat od zaměstnanců poplatky za jejich nábor či za získání pracovního místa ani od zaměstnanců požadovat složení kauce
- Nebudou využívat neetické náborové praktiky a zaměstnancům zpřístupní veškeré potřebné informace týkající se zásadních lhůt a podmínek jejich zaměstnání včetně mzdy a benefitů, místa výkonu práce a jakýchkoliv významnějších poplatků či pokut, které by zaměstnanec musel zaplatit
- Budou vytvářet pracovní prostředí prosté
 - hrubého a nehumánního zacházení včetně jakýchkoliv forem sexuálního obtěžování, zneužívání, tělesných trestů, psychického či fyzického nátlaku nebo slovního napadání
 - obtěžování a/nebo diskriminace na základě: rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, národnosti, původu, etnické příslušnosti, postižení, sexuální orientace, genderové identity a jejího vyjadřování, genetické informace, občanského statusu, rodinného stavu, služby v armádě nebo jakýchkoliv jiných charakteristik, které jsou chráněny příslušnými zákony
- Budou platit zaměstnancům mzdu v souladu s platnými mzdovými předpisy včetně ustanovení o minimální mzdě, přesčasových hodinách a povinných benefitech
- Budou ve smyslu platných zákonů respektovat právo svých zaměstnanců svobodně se sdružovat, vstupovat či nevstupovat do odborových organizací, hledat odpovídající zastoupení a spojovat se do zaměstnaneckých organizací - zaměstnanci by měli mít právo otevřeně komunikovat s vedením ohledně pracovních podmínek aniž by jim hrozil postih, zastrašování či obtěžování
- Budou každého jednotlivého zaměstnance respektovat způsobem, který je v souladu s platnou legislativou v oblasti práva na soukromí a ochranu osobních údajů
- Informace o fyzických osobách budou využívat pouze vhodným způsobem a v míře nezbytné pro obchodní účely a v souladu s platnou legislativou, a budou tyto informace chránit před zneužitím tak, aby u těchto osob zabránili vzniku újmy, jako je: diskriminace, stigmatizace nebo

jiné poškození pověsti, občanské cti a lidské důstojnosti, dopad na fyzickou integritu, podvod, finanční ztráta nebo krádež identity

- Budou chránit zaměstnance před nadměrnou expozicí nebezpečným látkám či jinému působení chemické, biologické či fyzikální podstaty a před nepřipustnou fyzickou zátěží na pracovišti a v ubytovacích zařízeních poskytovaných zaměstnavatelem
- Budou disponovat plánem pro prevenci či minimalizaci dopadů havárií spojených s pracovními úkony a procesy
- Budou identifikovat a hodnotit nouzové situace vzniklé na pracovišti a v ubytovacích zařízeních poskytovaných zaměstnavatelem a budou minimalizovat jejich dopady pomocí preventivních opatření a plánů pro řešení nouzových situací
- Budou zaměstnance školit a chránit před nebezpečím, a zajistí, aby byly pro tento účel dostupné bezpečnostní informace o používaných nebezpečných látkách
- Budou chránit životní prostředí a přírodní zdroje a angažovat se v aktivitách směřujících ke snížení spotřeby vody, energie a emise skleníkových plynů
- Budou mít systém na kvantifikaci spotřebované vody, energie a emise skleníkových plynů
- Budou mít systém pro zajištění bezpečného zacházení, přesouvání, skladování, recyklace či znovupoužití odpadů, emisí do ovzduší a odpadních vod
- Budou mít systém pro prevenci a minimalizaci dopadů náhodných úniků škodlivých látek do životního prostředí
- Budou jednat v souladu s platnými zákony, regulacemi (včetně ochrany životního prostředí) a požadovanými standardy
- Nebudou nabízet, platit, přijímat či žádat o cokoliv hodnotného – nebo vytvářet dojem, že tak činí – aby jakýmkoliv způsobem ovlivnili rozhodnutí nebo postup ve smyslu obchodních aktivit CP či vládních aktivit
- Budou podnikat v souladu s principy spravedlivé hospodářské soutěže a v souladu s platnou antimonopolní legislativou
- Budou uplatňovat férové obchodní praktiky, což zahrnuje i reklamu, která nesmí být klamavá
- Budou vést úplné a přesné účetní knihy a záznamy ve všech patřičných ohledech a v souladu s obecně přijímanými zásadami účetnictví
- Budou chránit duševní vlastnictví CP a důvěrné informace včetně osobních údajů nashromážděných, uložených nebo zpracovaných pro CP nebo od CP a budou jednat tak, aby předcházeli jejich ztrátě, zneužití, krádeži, zveřejnění nebo změně
- Budou se vyhýbat takovým vztahům se zaměstnanci CP, které by mohly být v rozporu s povinnostmi zaměstnance CP jednat v nejlepším zájmu CP nebo by mohly dojem rozporu vzbuzovat – například obchodní partner CP by neměl zaměstnávat nebo jiným způsobem vyplácet zaměstnance CP v průběhu jakékoliv transakce mezi obchodním partnerem CP a CP, pokud to není přímo stanoveno ve smlouvě uzavřené s CP
- Nebudou zaměstnancům CP poskytovat žádné dary, občerstvení nebo volnočasové aktivity v situaci, kdy by taková činnost mohla ovlivnit, nebo by mohla vzbuzovat dojem, že má ovlivnit, jakékoliv rozhodnutí zaměstnance CP ve vztahu k obchodnímu partnerovi CP
- Při vyšetřování oficiálních orgánů pověřených vymáháním dodržování předpisů v rozsahu definovaném místní legislativou budou spolupracovat (a pokud je to povoleno, umožní těmto orgánům přiměřený přístup na pracoviště a k zaměstnancům)
- Budou motivovat všechny zaměstnance k hlášení obav či podezření, že je páchaná trestná činnost, aniž by jim hrozil postih, zastrašování či obtěžování, a bude-li to zapotřebí, přistoupí k vyšetřování nebo nápravě situace